

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	Anhang	2020	2019
Umsatzerlöse	[9]	2.335.657	1.826.966
Kosten der umgesetzten Leistungen	[10]	- 1.129.855	- 885.867
Bruttoergebnis		1.205.802	941.099
Vertriebskosten	[10]	- 438.723	- 369.751
Forschungs- und Entwicklungskosten	[10]	- 108.425	- 95.591
Allgemeine Verwaltungskosten	[10]	- 125.940	- 107.206
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen	[11]	- 76.607	- 33.071
Überschuss vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)		456.106	335.480
Finanzielle Erträge	[12]	57.697	9.398
Finanzielle Aufwendungen	[12]	- 67.120	- 41.888
Finanzergebnis		- 9.424	- 32.490
Ergebnis vor Steuern		446.682	302.989
Ertragsteuern	[13]	- 125.210	- 84.392
Jahresüberschuss		321.472	218.597
Davon entfallen auf:			
Aktionäre der Sartorius AG		226.274	156.692
Nicht beherrschende Anteile		95.198	61.905
Ergebnis je Aktie	[14]		
Ergebnis je Stammaktie (€) (unverwässert)		3,30	2,29
Ergebnis je Stammaktie (€) (verwässert)		3,30	2,29
Ergebnis je Vorzugsaktie (€) (unverwässert)		3,31	2,30
Ergebnis je Vorzugsaktie (€) (verwässert)		3,31	2,30

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Biological Industries angepasst (vgl. Abschnitt 8).

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

in T€	2020	2019
Jahresüberschuss	321.472	218.597
Absicherung künftiger Zahlungsströme (Cashflow Hedges)	12.179	- 3.521
davon effektiver Teil der Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes	3.707	- 5.989
davon umgegliedert in Gewinn oder Verlust	8.472	2.468
Ertragsteuern auf die Absicherung von Zahlungsströmen	- 3.654	1.056
Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb	- 46.389	7.441
Ertragsteuern auf Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe	12.404	- 1.998
Währungsumrechnungsdifferenzen	- 79.848	10.577
Posten, die möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, nach Steuern	- 105.308	13.555
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	- 4.942	- 11.626
Ertragsteuern auf Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	97	3.328
Posten, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, nach Steuern	- 4.845	- 8.298
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	- 110.153	5.257
Gesamtergebnis	211.319	223.854
Davon entfallen auf:		
Aktionäre der Sartorius AG	124.826	161.156
Nicht beherrschende Anteile	86.493	62.698

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Biological Industries angepasst (vgl. Abschnitt 8).

Bilanz

in T€	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
Langfristige Vermögenswerte			
Geschäfts- oder Firmenwerte	[15]	1.381.386	695.772
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	[15]	1.053.477	431.569
Sachanlagen	[16][17]	971.227	832.942
Finanzielle Vermögenswerte	[34]	34.120	30.008
Sonstige Vermögenswerte		1.532	1.482
Aktive latente Steuern	[18]	45.022	25.767
		3.486.763	2.017.541
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	[19]	558.556	412.676
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	[28]	314.260	302.715
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	[29]	40.334	21.643
Ertragsteueransprüche		15.243	16.400
Sonstige Vermögenswerte		78.757	43.130
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	[27]	203.435	54.441
		1.210.584	851.006
		4.697.347	2.868.547
in T€	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital			
Den Aktionären der Sartorius AG zustehendes Eigenkapital		1.047.619	810.350
Gezeichnetes Kapital	[20]	68.416	68.388
Kapitalrücklage	[21]	41.987	40.691
Andere Rücklagen und Bilanzgewinn	[21]	937.216	701.271
Nicht beherrschende Anteile	[22]	354.593	282.826
		1.402.212	1.093.176
Langfristiges Fremdkapital			
Pensionsrückstellungen	[23]	80.368	76.552
Sonstige Rückstellungen	[24]	11.868	8.437
Finanzverbindlichkeiten	[30]	1.826.337	822.157
Leasingverbindlichkeiten	[17][30]	65.374	58.792
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	[31]	306.360	56.134
Passive latente Steuern	[18]	133.885	90.688
		2.424.192	1.112.759
Kurzfristiges Fremdkapital			
Rückstellungen	[24]	29.504	15.422
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	[32]	330.742	225.155
Finanzverbindlichkeiten	[30]	175.438	168.937
Leasingverbindlichkeiten	[17][30]	19.895	18.573
Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern		96.268	68.133
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	[33]	48.706	51.678
Ertragsteuerverbindlichkeiten		87.708	57.463
Sonstige Verbindlichkeiten	[25]	82.682	57.249
		870.943	662.611
		4.697.347	2.868.547

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Biological Industries angepasst (vgl. Abschnitt 8).

Kapitalflussrechnung

in T€	Anhang	2020	2019
Ergebnis vor Steuern		446.682	302.989
Finanzergebnis	[12]	9.424	32.490
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	[15][16][17]	180.593	132.720
Gewinne aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		137	- 1.033
Veränderung der Rückstellungen	[23][24]	3.906	- 1.607
Veränderung der Forderungen und sonstige Vermögenswerte	[28][29]	- 59.260	18.173
Veränderung der Vorräte	[19]	- 114.755	- 77.108
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)	[25][31][32][33]	162.720	38.208
Ertragsteuern	[13]	- 120.052	- 69.318
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen		2.130	1.672
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		511.525	377.186
Investitionsauszahlungen	[15][16]	- 240.254	- 225.568
Einzahlungen aus Anlagenabgängen		0	2.783
Sonstige Zahlungen		- 8.133	- 4.433
Cashflow aus Investitionstätigkeit vor Akquisitionen		- 248.387	- 227.218
Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftsbetrieben, abzüglich erworbener Zahlungsmittel	[8]	- 1.022.150	- 41.466
Cashflow aus Investitionstätigkeit		- 1.270.537	- 268.684
Einzahlungen für Zinsen	[12]	6.963	2.349
Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzierungsauszahlungen	[12]	- 25.032	- 27.452
Dividendenzahlungen an:			
- Aktionäre der Sartorius AG		- 24.278	- 42.059
- Nicht beherrschende Anteile		- 8.860	- 14.861
Veränderung der nicht beherrschenden Anteile	[8][22]	- 30.473	- 6.941
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	[6][30]	1.186.040	173.202
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	[6][30]	- 196.892	- 185.785
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		907.467	- 101.547
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		148.455	6.955
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode		54.441	45.164
Veränderungen Konsolidierungskreis		0	2.479
Veränderung aus der Währungsumrechnung		539	- 157
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	[27]	203.435	54.441

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Biological Industries angepasst (vgl. Abschnitt 8).

Eigenkapitalveränderungsrechnung

in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Hedgingrücklage	Pensionsrücklage	Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn
Saldo zum 01.01.2019	68.388	40.161	3.337	- 19.178	639.813
Jahresüberschuss	0	0	0	0	156.692
Cashflow Hedges	0	0	- 2.708	0	0
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	0	0	0	- 9.591	0
Währungsumrechnungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb	0	0	0	0	7.441
Steuereffekt	0	0	811	2.741	- 1.998
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	- 1.897	- 6.850	5.443
Gesamtergebnis	0	0	- 1.897	- 6.850	162.135
Aktienbasierte Vergütung	0	530			0
Dividenden					- 42.059
Erwerb BI Israel / Sartorius Israel					590
Kaufpreisverbindlichkeit BI Israel					- 45.306
Veränderung Konsolidierungskreis					- 4.743
Veränderung der Anteile nicht beherrschender Gesellschafter					- 205
Sonstige Eigenkapitalveränderungen					- 180
Saldo zum 31.12.2019	68.388	40.691	1.440	- 26.028	710.045
Saldo zum 01.01.2020	68.388	40.691	1.440	- 26.028	710.045
Jahresüberschuss	0	0	0	0	226.274
Cashflow Hedges	0	0	9.772	0	0
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	0	0	0	- 4.071	0
Währungsumrechnungsdifferenzen	0	0	0	0	0
Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb	0	0	0	0	- 46.389
Steuereffekt	0	0	- 2.931	- 144	12.404
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	0	0	6.841	- 4.216	- 33.985
Gesamtergebnis	0	0	6.841	- 4.216	192.289
Aktienbasierte Vergütung	28	1.296			0
Dividenden					- 24.278
Ausgabe eigener Anteile für den Erwerb BIA Separations					132.725
Kaufpreisverbindlichkeit BI Israel					19.800
Erwerb zusätzlicher Anteile an Tochterunternehmen					- 14.733
Sonstige Eigenkapitalveränderungen					- 2.396
Saldo zum 31.12.2020	68.416	41.987	8.281	- 30.243	1.013.452

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Biological Industries angepasst (vgl. Abschnitt 8).

Unterschied aus der Währungs- umrechnung	Den Aktionären der Sartorius AG zuzurechnendes Eigenkapital	Nicht beherr- schende Anteile	Eigenkapital Gesamt
8.046	740.568	232.822	973.389
0	156.692	61.905	218.597
0	- 2.708	- 813	- 3.521
0	- 9.591	- 2.035	- 11.626
7.768	7.768	2.809	10.577
0	7.441	0	7.441
0	1.554	832	2.386
7.768	4.464	793	5.257
7.768	161.156	62.698	223.854
	530	0	530
	- 42.059	- 14.861	- 56.920
	590	17.743	18.333
	- 45.306	- 15.704	- 61.010
	- 4.743	0	- 4.743
	- 205	205	0
	- 180	- 77	- 257
15.814	810.351	282.826	1.093.177
15.814	810.351	282.826	1.093.177
0	226.274	95.198	321.472
0	9.772	2.407	12.179
0	- 4.071	- 870	- 4.942
- 70.088	- 70.088	- 9.760	- 79.848
0	- 46.389	0	- 46.389
0	9.329	- 482	8.847
- 70.088	- 101.448	- 8.705	- 110.153
- 70.088	124.826	86.493	211.319
	1.324	0	1.324
	- 24.278	- 8.860	- 33.138
	132.725	0	132.725
	19.800	0	19.800
	- 14.733	- 8.629	- 23.362
	- 2.396	2.764	368
- 54.274	1.047.619	354.593	1.402.212

Die ausgeschüttete Dividende je Aktie stellt sich wie folgt dar:

	je Aktie in €	2020 gesamt in T€	je Aktie in €	2019 gesamt in T€
Dividende auf Stammaktien	0,35	11.974	0,61	20.869
Dividende auf Vorzugsaktien	0,36	12.303	0,62	21.189
		24.278		42.059

Anhang

1. Allgemeine Informationen

Die Sartorius AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft deutschen Rechts und oberstes Mutterunternehmen des Sartorius Konzerns. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Göttingen (HRB 1970) eingetragen und hat ihren Sitz in Göttingen, Bundesrepublik Deutschland, Otto-Brenner-Str. 20.

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Product. Services (LPS) konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions (BPS) trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.

Der Konzernabschluss der Sartorius AG zum 31. Dezember 2020 wurde gemäß § 315e Abs. 1 des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 (Abl. EG Nr. L243 S. 1) nach den Rechnungslegungsstandards und den Interpretationen (IFRS und IFRIC) des International Accounting Standards Board (IASB) aufgestellt, wie sie in der EU anzuwenden sind. Diese stehen auf der folgenden Website zur Verfügung:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements

Der Konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt. Soweit nicht anders vermerkt, werden alle Beträge in Tausend Euro (T€) angegeben. Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem Bericht nicht exakt zur angegebenen Summe aufaddieren und dass sich Prozentangaben nicht exakt aus den dargestellten Werten ergeben.

Der Vorstand wird den Konzernabschluss am 11. Februar 2021 dem Aufsichtsrat vorlegen.

2. Auswirkungen neuer oder geänderter Standards

Erstmals in 2020 anzuwendende Standards

Folgende neue bzw. geänderte Rechnungslegungsstandards wurden erstmalig angewendet, ohne dass sich wesentliche Auswirkungen auf den Konzernabschluss ergaben:

- Änderungen an IFRS 3, Unternehmenszusammenschlüsse, Definition eines Geschäftsbetriebs

Die Änderungen betreffen die Definition eines Geschäftsbetriebs („business“). Die neue Regelung umfasst einen optionalen sog. „concentration test“. Indiziert dieser Test, dass es sich bei der erworbenen Gesamtheit nicht um einen Geschäftsbetrieb, sondern um eine Gruppe von Vermögenswerten handelt, so ist keine weitere Prüfung hinsichtlich des möglichen Vorliegens eines Geschäftsbetriebs erforderlich. Überdies verlangen die neuen Regelungen mindestens einen erworbenen substanziellen Prozess, um das Vorliegen eines Geschäftsbetriebs zu bejahen.

- Änderungen an IAS 1, Darstellung des Abschlusses, und IAS 8, Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler, Definition von Wesentlichkeit

Die Änderungen an IAS 1 und IAS 8 schärfen die Definition von „wesentlich“ und vereinheitlichen die verschiedenen Definitionen in den Standards und im Rahmenkonzept.

- Änderungen an IFRS 9, Finanzinstrumente, IAS 39, Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung, und IFRS 7, Finanzinstrumente: Angaben, Reform der Referenzzinssätze

Die Änderungen an IFRS 9 und IAS 39 wurden aufgrund der Reform der Referenzzinssätze (Ersetzung bestehender Referenzzinssätze durch Alternativen) erforderlich und sollen hierdurch hervorgerufene Fragen bzw. Auswirkungen i. Z. m. dem Hedge Accounting adressieren. IFRS 7 wurde im Hinblick auf zusätzliche Angaben bezüglich der Unsicherheit i. Z. m. der sog. IBOR-Reform geändert.

- Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept in einigen IFRS-Standards

Im Zuge der Überarbeitung des Rahmenkonzepts wurden auch Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept in einigen IFRS vorgenommen. Diese Änderungen waren erstmals in der Berichtsperiode anwendbar.

- Änderungen an IFRS 16, Leasingverhältnisse, zu Mietzugeständnissen i. Z. m. COVID-19

Aufgrund der Änderungen können Leasingnehmer auf die Beurteilung, ob ein ihnen im Zuge der COVID19-Pandemie gewährtes Mietzugeständnis in Bezug auf ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 fällige Mietzahlungen eine „lease modification“ darstellt, verzichten. Das Mietzugeständnis muss demnach nicht als „lease modification“ abgebildet werden. Es handelt sich um eine freiwillig vorzeitige Anwendung ohne Auswirkungen.

Neue Standards und Interpretationen, die noch nicht angewendet wurden

Die nachfolgenden Standards bzw. Überarbeitungen und Änderungen von Standards sowie Interpretationen wurden im Berichtsjahr noch nicht angewendet, da sie noch nicht von der EU übernommen wurden bzw. ihre Anwendung für 2020 nicht verpflichtend war:

Standard Interpretation	Titel	Anwendungspflicht für Geschäftsjahre beginnend ab ¹	Übernahme durch EU-Kommission
IFRS 14	Regulatorische Abgrenzungsposten	1. Januar 2016	Nein
Änderungen an IFRS 4	Verlängerung der vorübergehenden Befreiung von der Anwendung von IFRS 9	1. Januar 2021	Ja
Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16	Reform der Referenzzinssätze - Phase 2	1. Januar 2021	Nein
Änderungen an IFRS 3, IAS 16 und IAS 37	Jährliche Verbesserungen der IFRS: Zyklus 2018-2020 (veröffentlicht im Mai 2020)	1. Januar 2022	Nein
Änderungen an IAS 1	Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristige	1. Januar 2023	Nein
IFRS 17	Versicherungsverträge	1. Januar 2023	Nein
Änderungen an IFRS 10 und IAS 28	Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture	n/a	Nein

¹ Anwendungspflicht entsprechend der Übernahme durch die EU-Kommission bzw. der Standards. Der Konzern plant jeweils keine frühzeitige Anwendung.

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundlage der Erstellung

Der Konzernabschluss basiert auf dem Grundsatz historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten, mit Ausnahme der Positionen, die mit ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, wie z. B. derivative Finanzinstrumente.

Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss der Sartorius AG werden die Abschlüsse aller wesentlichen Unternehmen einbezogen, die von der Sartorius AG unmittelbar oder mittelbar über ihre Tochterunternehmen beherrscht werden. Beherrschung im Sinne von IFRS 10, Konzernabschlüsse, liegt vor, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Verfügungsgewalt, d. h. die Fähigkeit, die maßgeblichen Tätigkeiten im Hinblick auf die Renditen des Beteiligungsunternehmens zu lenken
- Risikobelastung durch bzw. Anrechte auf schwankende Renditen aus dem Beteiligungsunternehmen
- Fähigkeit, die Verfügungsgewalt dergestalt zu nutzen, dass dadurch die Höhe der Rendite des Investors aus dem Beteiligungsunternehmens beeinflusst wird.

Diese Unternehmen werden ab dem Zeitpunkt in den Konzernabschluss einbezogen, ab dem die Sartorius AG oder ihre Tochterunternehmen die Möglichkeit der Beherrschung erhalten. Die Einbeziehung endet mit dem Zeitpunkt der Aufgabe dieser Beherrschungsmöglichkeit zugunsten einer Gesellschaft außerhalb des Konzerns.

Die Einbeziehung der Tochterunternehmen erfolgt auf Basis ihrer an konzerneinheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angepassten Jahresabschlüsse für dieselbe Berichtsperiode wie die der Muttergesellschaft.

Sämtliche konzerninterne Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Eigenkapitalanteile, Erträge und Aufwendungen sowie Zahlungsströme in Bezug auf Transaktionen zwischen den Konzernmitgliedern werden bei der Einbeziehung eliminiert.

Unternehmenszusammenschlüsse

Unternehmenszusammenschlüsse werden anhand der Erwerbsmethode abgebildet. Dabei werden die vom Konzern erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte sowie die übernommenen Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten mit ihren beizulegenden Zeitwerten zum Zeitpunkt des Unternehmenszusammenschlusses angesetzt.

Die Kaufpreisaufteilung wesentlicher Akquisitionen erfolgt grundsätzlich unter der Mithilfe externer neutraler Gutachter. Die Bewertungen stützen sich dabei auf die zum Erwerbszeitpunkt verfügbaren Informationen.

Mit dem Unternehmenszusammenschluss direkt verbundene Kosten werden erfolgswirksam im Periodenergebnis erfasst.

Währungsumrechnung

Die Umrechnung der in ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften erfolgt gemäß IAS 21, Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse, nach dem Konzept der funktionalen Währung. Ausländische Tochterunternehmen werden im Sartorius Konzern als wirtschaftlich selbstständige Teileinheiten betrachtet. Die Umrechnung der Bilanzposten erfolgt grundsätzlich zu Stichtagskursen. Hiervon

ausgenommen ist das Eigenkapital der einbezogenen Tochterunternehmen, das zu historischen Kursen umgerechnet wird. Aufwands- und Ertragsposten werden zu Jahresdurchschnittskursen umgerechnet. Aus der Verwendung unterschiedlicher Wechselkurse für Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung resultierende Umrechnungsdifferenzen werden ergebnisneutral im Eigenkapital verrechnet.

In den Einzelabschlüssen der Gesellschaften werden Fremdwährungstransaktionen zu den zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalles geltenden Wechselkursen in die entsprechende funktionale Währung umgerechnet. Für monetäre Vermögenswerte und Schulden, deren Wert in einer Fremdwährung angegeben wird, erfolgt die Währungsumrechnung zum Stichtagskurs. Kursgewinne und -verluste werden grundsätzlich erfolgswirksam in den sonstigen betrieblichen Erträgen oder Aufwendungen erfasst. Währungsgewinne und -verluste im Zusammenhang mit Finanzierungstätigkeiten, bspw. aus Fremdwährungsdarlehen, werden hingegen im Finanzergebnis erfasst.

Für bestimmte, langfristig gewährte Konzerndarlehen, bei denen eine Rückführung weder geplant noch wahrscheinlich ist, wendet der Konzern das Konzept der Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb an. Die Umrechnungsdifferenzen aus diesen konzerninternen Darlehen werden gemäß IAS 21.32 im sonstigen Ergebnis erfasst.

Die Umrechnungskurse für wichtige Währungen zum Euro wurden wie folgt berücksichtigt:

	Stichtagskurs		Durchschnittskurs	
	2020	2019	2020	2019
USD	1,22785	1,12340	1,14196	1,11956
GBP	0,89808	0,85080	0,88951	0,87787
CHF	1,08198	1,08540	1,07042	1,11255
JPY	126,52000	121,94000	121,80849	122,01949
SGD	1,62260	1,51110	1,57408	1,52746
KRW	1334,0800	1296,2800	1345,63574	1305,50569
CNY	8,03140	7,8205	7,87300	7,73613

4. Ermessensentscheidungen und Schätzungen

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wendet die Konzernleitung Schätzungen und Annahmen auf Basis der aktuellen Erkenntnisse an, die auch die Zukunft betreffen. Die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch von diesen Schätzwerten abweichen. Diese Schätzungen und zugrundeliegenden Annahmen werden daher regelmäßig überprüft, und die Effekte sämtlicher Überarbeitungen werden sofort ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Darüber hinaus trifft die Konzernleitung Ermessensentscheidungen bei der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden für spezifische Transaktionen, für die die bestehenden Rechnungslegungsstandards und Interpretationen keine genauen Angaben zur Behandlung des betreffenden Rechnungslegungsproblems vorschreiben.

Die Annahmen und Schätzungen betreffen in erster Linie folgende Sachverhalte:

COVID-19 Pandemie

Die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns hat sich im Laufe der Pandemie als sehr robust erwiesen, weshalb keine wesentlichen rechnungslegungsrelevanten Schätzungsänderungen aufgrund der Pandemie vorgenommen wurden. Allerdings ist die allgemeine Unsicherheit, die den rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und Annahmen inhärent ist, aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie angestiegen.

Im Geschäftsjahr 2020 erreichte der Konzern ein zweistelliges Wachstum des Umsatzes und Auftragseingangs. Auf der Beschaffungsseite zeigten sich keine signifikanten Lieferengpässe, sodass die Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs gesichert war. Die für den Konzern besonders wichtige Biopharma-Branche ist weitestgehend unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Dies hat sich im Berichtszeitraum erneut bestätigt und gilt in besonderem Maße für die Sparte BPS, welche als Lösungsanbieter für die biopharmazeutische Industrie eine erhöhte Nachfrage im Zusammenhang mit dem Aufbau von Produktionskapazitäten für Coronavirus-Impfstoffe und Covid-19-Therapeutika verzeichnen konnte. Für die Sparte LPS, die neben Biopharma-Kunden auch andere Segmente bedient, zeigt sich mit Blick auf die verschiedenen Produkte ein differenzierteres Bild. Aufgrund unterjährig durchgeführter qualitativer Beurteilungen für die Sparte LPS ergaben sich keine Anzeichen für einen etwaigen Wertminderungsbedarf. Diese Beurteilung wurde im Zuge des durchgeführten Goodwill-Impairment Tests bestätigt (vgl. Abschnitt 15).

Unternehmenserwerbe

Die Bilanzierung von Akquisitionen erfordert bestimmte Schätzungen und Beurteilungen, vor allem in Bezug auf die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der übertragenen Gegenleistung sowie der erworbenen immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen, der übernommenen Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Erwerbs sowie der Nutzungsdauern der erworbenen immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen.

Die Bewertung basiert in großem Umfang auf erwarteten Cashflows. Abweichungen zwischen den erwarteten und tatsächlichen Cashflows können die zukünftigen Konzernergebnisse wesentlich beeinflussen.

Wertminderungen

Die Buchwerte der Sachanlagen und der immateriellen Vermögenswerte werden gemäß IAS 36, Wertminderungen, auf Anhaltspunkte für einen Wertminderungsbedarf überprüft. Liegt ein Anzeichen für eine Wertminderung bei einem Vermögenswert vor, erfolgt die Schätzung des erzielbaren Betrags. Dabei ist der erzielbare Betrag der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten und Nutzungswert eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit. Kann der erzielbare Betrag für den einzelnen Vermögenswert nicht geschätzt werden, erfolgt die Schätzung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerierenden Einheit, zu welcher der Vermögenswert gehört.

Unterschreitet der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts (oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit) seinen (bzw. ihren) Buchwert, ist dieser Buchwert auf den erzielbaren Betrag zu verringern.

Bei Wegfall der Ursachen für eine Wertminderung wird der Buchwert des Vermögenswertes (oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit) auf den neu geschätzten Betrag erfolgswirksam zugeschrieben (Ausnahme: Geschäfts- oder Firmenwerte). Die Erhöhung des Buchwerts ist jedoch auf den Wert beschränkt, der bestimmt worden wäre, wenn für den Vermögenswert (oder die zahlungsmittelgenerierende Einheit) in Vorjahren kein Wertminderungsaufwand erfasst worden wäre.

Im Allgemeinen basiert die Berechnung des Nutzungswerts auf „Discounted-Cash-Flow“-Verfahren, die in der Regel Zahlungsstrom-Prognosen von bis zu fünf Jahren verwenden. Diese Cashflow-Prognosen berücksichtigen Erfahrungen der Vergangenheit und beruhen auf von der Unternehmensleitung vorgenommenen Einschätzungen über die zukünftigen Entwicklungen von Umsatzerlösen und Kosten. Cashflows jenseits der

Planungsperiode werden unter Anwendung individueller Wachstumsraten extrapoliert. Die wichtigsten Annahmen der Unternehmensleitung, auf denen die Ermittlung des Nutzungswerts beruht, umfassen u. a. geschätzte Wachstumsraten, gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten und Steuersätze. Diese Schätzungen können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben.

Immaterielle Vermögenswerte

Die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte beinhaltet in einem gewissen Maß Schätzungen und Annahmen, wie z. B. die Bewertung der technischen Realisierbarkeit eines Entwicklungsprojekts und der zu erwartenden Marktaussichten sowie die Bestimmung der Nutzungsdauer.

Leistungen an Arbeitnehmer – Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und andere Leistungen, die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erbringen sind, werden mit Hilfe von versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf bestimmten Prämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, voraussichtliche Gehaltssteigerungen und Lebenserwartungen. Die dem Abzinsungssatz zugrundeliegenden Annahmen, die für die zu erbringenden Leistungen herangezogen werden, werden auf Grundlage der Renditen bestimmt, die zum Abschlussstichtag für erstrangige, festverzinsliche Industrieanleihen mit angemessener Laufzeit und Währung am Markt erzielt werden.

Aufgrund von Veränderungen der Markt- und Wirtschaftsbedingungen können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen und damit wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen und sonstige Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben.

Die hieraus resultierenden Differenzen werden in der Periode ihres Entstehens im sonstigen Ergebnis erfasst und sind somit nicht erfolgswirksam. Für weitere Erläuterungen zur Sensitivitätsanalyse wird auf Abschnitt 23, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, verwiesen.

Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und -forderungen

Rückstellungen werden für sämtliche am Bilanzstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen gebildet. Zur Bestimmung der Höhe der Verpflichtung müssen bestimmte Schätzungen und Annahmen getroffen werden, inklusive einer Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe der anfallenden Kosten. Die Ermittlung von Rückstellungen für belastende Verträge, Gewährleistungskosten, Stilllegungs- und Rückbauverpflichtungen und für Rechtsstreitigkeiten ist typischerweise mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden.

Ertragsteuern

Der Konzern ist in vielen Steuerjurisdiktionen tätig. Daher müssen die im Abschluss dargestellten Steuerpositionen unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuergesetze sowie der einschlägigen Verwaltungsauffassungen ermittelt werden. Diese Positionen unterliegen wegen ihrer Komplexität möglicherweise einer abweichenden Interpretation durch Steuerpflichtige einerseits und lokale Finanzbehörden andererseits. Der Betrag unsicherer Steuerpositionen wird auf Basis der bestmöglichen Schätzung der erwarteten Steuerzahlung gebildet (wahrscheinlichster Wert der Steuerunsicherheit).

Latente Steueransprüche sind für sämtliche abzugsfähige temporäre Differenzen und noch nicht genutzte steuerliche Verluste in dem Maße zu bilanzieren, wie es wahrscheinlich ist, dass ein zu versteuerndes Ergebnis verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären Differenzen und noch nicht genutzten steuerlichen Verluste verwendet werden können. Da künftige Geschäftsentwicklungen unsicher sind und sich teilweise der Steuerung durch die Unternehmensleitung entziehen, sind Annahmen zur Schätzung von künftigen steuerpflichtigem Einkommen sowie über den Zeitpunkt der Realisierung von aktiven latenten Steuern erforderlich.

Schätzgrößen werden in der Periode angepasst, wenn ausreichende Hinweise für eine Anpassung vorliegen. Sofern die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass aktive latente Steuern teilweise oder vollständig nicht realisiert werden können, erfolgt eine Wertberichtigung in entsprechender Höhe.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Eine Reihe von Rechnungslegungsmethoden und Angaben des Konzerns verlangen die Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte für finanzielle und nicht finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich der beizulegenden Zeitwerte der Stufe 3.

Wenn Informationen von Dritten, beispielsweise Preisnotierungen von Brokern oder Kursinformationsdiensten, zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte verwendet werden, prüft das Bewertungsteam die von den Dritten erlangten Nachweise für die Schlussfolgerung, dass derartige Bewertungen die Anforderungen der IFRS erfüllen, einschließlich der Stufe in der Fair Value-Hierarchie, der diese Bewertungen zuzuordnen sind.

Bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes eines Vermögenswertes oder einer Schuld verwendet der Konzern soweit wie möglich am Markt beobachtbare Daten.

Wenn die zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes eines Vermögenswertes oder einer Schuld verwendeten Inputfaktoren in unterschiedliche Stufen der Fair Value-Hierarchie eingeordnet werden können, wird die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit der Stufe der Fair Value-Hierarchie zugeordnet, die dem niedrigsten Inputfaktor entspricht, der für die Bewertung insgesamt wesentlich ist.

5. Segmentberichterstattung

Die Segmentabgrenzung ergibt sich gem. IFRS 8 aus dem sog. Management-Approach, d. h. die Festlegung der Segmente erfolgt in Analogie zur internen Steuerungs- und Berichtsstruktur des Unternehmens. Ein Tätigkeitsfeld des Unternehmens ist demnach als operatives Segment anzusehen, wenn seine unternehmerischen Aktivitäten zu Erträgen und Aufwendungen führen können, sein operatives Ergebnis zum Zwecke der Erfolgsbeurteilung und der Ressourcenallokation regelmäßig von den Haupt-Entscheidungsträgern (Vorstand der Sartorius AG) überwacht wird und eigenständige Finanzinformationen im internen Berichtswesen vorliegen. Demnach sind die Sparten Bioprocess Solutions sowie Lab Products & Services als operative Segmente anzusehen. Wesentliches Kriterium für diese Abgrenzung sind dabei die in den Sparten vertriebenen Produkte.

Die für die Beurteilung der Segmenterfolge relevante Erfolgsgröße ist für den Sartorius Konzern das sog. „underlying EBITDA“, da das Management den Konzern und die Segmente nach dieser Größe steuert. Das EBITDA entspricht dem Überschuss vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen. Beim „underlying EBITDA“ handelt es sich um ein um Sondereffekte bereinigtes, operatives Ergebnis. Als Sondereffekte gelten Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Akquisitionen, Restrukturierungen, größeren Konzernprojekten sowie Veräußerungsgewinne und -verluste aus Anlagenabgängen, die die nachhaltige Ertragskraft des Segments verzerren.

Beim „underlying EBITDA“ handelt es sich um eine Performance-Größe, die in den IFRS nicht definiert ist. Die vom Konzern verwendete Definition dieser Größe stimmt möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen überein, die ähnliche Bezeichnungen tragen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der berichtspflichtigen Segmente entsprechen im Übrigen den allgemeinen Konzernbilanzierungsrichtlinien.

Die Lieferungen und Leistungen zwischen den Segmenten erfolgen grundsätzlich auf Basis von Verrechnungspreisen, wie sie in der jeweiligen Situation und unter den gegebenen Rahmenbedingungen unter fremden Dritten vereinbart worden wären. Es werden dabei die Kostenaufschlagsmethode und die Wiederverkaufspreismethode oder eine Kombination dieser Methoden angewendet. Die Methoden zur Ermittlung der Verrechnungspreise werden zeitnah dokumentiert und kontinuierlich beibehalten. Der Umfang dieser Lieferungen und Leistungen ist insgesamt unwesentlich.

Segmentvermögen und Segmentschulden werden nicht auf regelmäßiger Basis dem Hauptentscheidungs-träger gemeldet und sind daher nicht Bestandteil der Segmentberichterstattung.

in T€	Umsatz		Underlying EBITDA	
	2020	2019	2020	2019
Bioprocess Solutions	1.782.622	1.350.470	575.906	393.100
Lab Products & Services	553.035	476.496	116.314	102.737
Summe	2.335.657	1.826.966	692.220	495.836
Überleitung zum Ergebnis vor Steuern				
Abschreibungen (ohne Sondereffekte)			- 179.088	- 131.895
Sondereffekte			- 57.026	- 28.461
Überschuss vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)			456.106	335.480
Finanzergebnis			- 9.424	- 32.490
Ergebnis vor Steuern			446.682	302.989

in T€	Abschreibungen	
	2020	2019
Bioprocess Solutions	- 109.565	- 79.398
Lab Products & Services	- 71.028	- 53.323
Gesamt	- 180.593	- 132.720

Geografische Informationen

Die Außenumsätze sowie die langfristigen Vermögenswerte teilen sich regional wie folgt auf:

in T€	Umsatz		Langfristige Vermögenswerte	
	2020	2019	2020	2019
EMEA	935.078	733.425	2.285.439	1.332.178
davon Deutschland	210.205	188.615	784.323	668.743
davon Frankreich	96.075	91.537	425.173	371.890
Amerika	812.212	629.884	1.045.721	572.023
davon USA	755.263	570.730	1.043.038	569.529
Asien Pazifik	588.368	463.657	74.930	56.082
davon China	224.198	150.709	32.962	12.282
davon Südkorea	130.325	97.417	14.853	14.409
Konzern	2.335.657	1.826.966	3.406.089	1.960.283

Die regionale Zuordnung der langfristigen Vermögenswerte bezieht sich jeweils auf den Sitz der Gesellschaft, der Umsatz ist nach dem Sitz des Kunden zugeordnet worden. Die langfristigen Vermögenswerte entsprechen den Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (inkl. Goodwill).

Im Geschäftsjahr 2020 und im Vorjahr wurden mit keinem Kunden mehr als 5% der Umsatzerlöse des Konzerns getätigt.

6. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung stellt Zahlungsmittelzuflüsse und -abflüsse mit deren Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand des Konzerns dar. Gem. IAS 7, Kapitalflussrechnung, wird dabei zwischen operativer Tätigkeit, Investition sowie Finanzierung unterschieden.

Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmitteläquivalente liegen vor, wenn diese kurzfristig (im Regelfall innerhalb von drei Monaten) in Zahlungsmittel transformiert werden können. Der in der Kapitalflussrechnung ausgewiesene Betrag setzt sich im Wesentlichen aus Bargeldbeständen, Bankguthaben und ähnlichen Positionen zusammen und entspricht dem Wert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz.

Folgende nicht zahlungswirksame Transaktionen haben stattgefunden, die keine Auswirkung auf die Kapitalflussrechnung hatten:

- Die Zugänge zum Anlagevermögen aufgrund von Leasingverhältnissen gem. IFRS 16 sind in Abschnitt 17 dargestellt.
- Der Aufwand aus der Aktiengewährung an den Vorstandsvorsitzenden belief sich auf 1.324 T€ in 2020 (2019: 530 T€).
- Im Zuge des Erwerbs von BIA SEPARATIONS wurde ein Kaufpreisbestandteil in Aktien der Sartorius Stedim Biotech S.A. geleistet. Zudem wurde eine bedingte Kaufpreisverbindlichkeit im Zusammenhang mit dem Erwerb eingegangen, die künftig in Aktien der Sartorius Stedim Biotech S.A. zu begleichen ist. Für weitere Informationen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.
- Die Verbindlichkeit aus dem Erwerb der nicht beherrschenden Anteile an Sartorius Israel ging im Zuge des Erwerbs von Biological Industries im Vorjahr unter (vgl. Abschnitt 8).

Die aus der Finanzierungstätigkeit resultierenden finanziellen Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt:

	Bilanzausweis 31.12.2018 in T€	Erstanwen- dung IFRS 16	zahlungs- wirksame Änderungen	Währungs- effekt	sonstige nicht zahlungs- wirksame Änderungen	Bilanzausweis 31.12.2019 in T€
Finanzverbindlichkeiten	985.852	0	5.240	1	0	991.094
Leasingverbindlichkeiten	18.772	49.881	- 17.829	296	26.245	77.365
Verbindlichkeit aus Erwerb nicht beherrschender Anteile an Sartorius Israel	6.735	0	0	662	- 7.397	0
Verbindlichkeiten aus Erwerb nicht beherrschender Anteile an Biological Industries	0	0	0	0	61.010	61.010
Verbindlichkeit Phantom Units in Zusammenhang mit dem Erwerb AllPure	8.739	0	0	168	2.610	11.517
Summe finanzieller Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit	1.020.098	49.881	- 12.589	1.127	82.468	1.140.986

	Bilanzausweis 31.12.2019 in T€	zahlungs- wirksame Änderungen	Währungs- effekt	sonstige nicht zahlungs- wirksame Änderungen	Bilanzausweis 31.12.2020 in T€
Finanzverbindlichkeiten	991.094	1.008.876	- 41	1.846	2.001.775
Leasingverbindlichkeiten	77.365	- 19.729	- 3.056	30.690	85.270
Verbindlichkeiten aus Erwerb nicht beherrschender Anteile an Biological Industries	61.010	0	0	- 19.504	41.506
Bedingte Kaufpreisverbindlich- keit aus Erwerb Watersep	0	0	- 68	4.955	4.887
Verbindlichkeit Phantom Units in Zusammenhang mit dem Erwerb AllPure	11.517	- 6.931	- 429	834	4.991
Summe finanzieller Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit	1.140.986	982.217	- 3.595	18.820	2.138.427

7. Konsolidierungskreis

	Kapitalanteil in %	Konsolidiert
Sartorius AG, Göttingen, Deutschland	Mutter	X
Sartorius Stedim Biotech S.A., Aubagne, Frankreich mit deren Tochterunternehmen	73,8	X
EMEA		
Sartorius Stedim Belgium N.V., Brüssel, Belgien	100,0	X
Distribo GmbH, Göttingen, Deutschland	26,0	
Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Stedim Plastics GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Stedim North America Holding GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Stedim Systems GmbH, Guxhagen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Stedim Cellca GmbH, Ulm, Deutschland	100,0	X
Sartorius Stedim Nordic Oy, Helsinki, Finnland	100,0	X
Sartorius Stedim FMT S.A.S., Aubagne, Frankreich	100,0	X
Sartorius Stedim France S.A.S., Aubagne, Frankreich	100,0	X
Sartorius Stedim Chromatography Resins S.A.S., Cergy, Frankreich	100,0	X
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S., Lourdes, Frankreich	100,0	X
Sartorius Stedim Ireland Ltd., Dublin, Irland	100,0	X
Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israel	70,0	X
Beit Haemek Import and Marketing Agricultural Cooperative Society Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israel	100,0	
Sartorius Stedim Italy S.r.l., Florenz, Italien	100,0	X
Sartorius Stedim Netherlands B.V., Amersfoort, Niederlande	100,0	X
Sartorius Stedim Austria GmbH, Wien, Österreich	100,0	X
Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o., Kostrzyn, Polen	100,0	X
LLC Sartorius Stedim RUS, St. Petersburg, Russland	100,0	X
Sartorius Stedim Data Analytics AB, Umeå, Schweden	100,0	X
Sartorius Stedim Switzerland AG, Tagelswangen, Schweiz	100,0	X
BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Ajdovščina, Slowenien	100,0	X
Sartorius Stedim Spain S.A., Madrid, Spanien	100,0	X
Sartorius Stedim Bioprocess S.A.R.L., M'Hamdia, Tunesien	100,0	X
Sartorius Stedim Hungária Kft., Budapest, Ungarn	100,0	X
Sartorius Stedim BioOutsource Ltd., Glasgow, Vereinigtes Königreich	100,0	X
Sartorius Stedim UK Ltd., Epsom, Vereinigtes Königreich	100,0	X
Sartorius Stedim Lab Ltd., Stonehouse, Vereinigtes Königreich	100,0	X
Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich	100,0	X
TAP Biosystems Group Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich	100,0	X
The Automation Partnership Cambridge Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich	100,0	X
Amerika		
Sartorius Stedim Filters Inc., Yauco, Puerto Rico	100,0	X
WaterSep BioSeparations LLC, Boston, Massachusetts, USA	100,0	X
Sartorius Stedim North America Inc., Dover, Delaware, USA	100,0	X

Asien | Pazifik

Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd., Dandenong South, Victoria, Australien	100,0	X
Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	X
Sartorius Stedim (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	X
Biological Industries Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong	100,0	
Sartorius Stedim India Pvt. Ltd., Bangalore, Indien	100,0	X
Sartorius Stedim Japan K.K., Tokio, Japan	100,0	X
Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia	100,0	X
Sartorius Stedim Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur	100,0	X
Sartorius Korea Biotech Co. Ltd., Seoul, Südkorea	69,0	X
Sartonets Taiwan Inc., New Taipei City, Taiwan	100,0	X

EMEA

Sartorius Belgium N.V., Brüssel, Belgien	100,0	X
Curexsys GmbH, Göttingen, Deutschland	22,3	
Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Corporate Administration GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
SI Weende-Verwaltungs-GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
SIV Weende GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland	100,0	X
SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
SIV Grone 1 GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland	100,0	X
SIV Grone 2 GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
SWT Treuhand GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Ventures GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
LabTwin GmbH, Berlin, Deutschland	85,4	
Life Science Factory gGmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	
Life Science Factory Management GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	
Sartorius Lab Holding GmbH, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Göttingen, Deutschland	100,0	X
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Helsinki, Finnland	100,0	X
Sartorius Nordic Oy, Helsinki, Finnland	100,0	X
Sartorius France S.A.S., Dourdan, Frankreich	100,0	X
Sartorius Ireland Ltd., Dublin, Irland	100,0	X
Sartorius Israel Ltd., Kibbutz Beit Haemek, Israel	100,0	X
Sartorius Italy S.r.l., Florenz, Italien	100,0	X
Sartorius Netherlands B.V., Amersfoort, Niederlande	100,0	X
Sartorius Austria GmbH, Wien, Österreich	100,0	X
Sartorius Poland Sp. z o.o., Kostrzyn, Polen	100,0	X
LLC Sartogosm, St. Petersburg, Russland	100,0	X
LLC Sartorius RUS, St. Petersburg, Russland	100,0	X
Sartorius Spain S.A., Madrid, Spanien	100,0	X
Sartorius South Africa (Pty) Ltd., Midrand, Südafrika	80,0	
Sartorius Hungária Kft., Budapest, Ungarn	100,0	X
Essen BioScience Ltd., Hertfordshire, Vereinigtes Königreich	100,0	X
Sartorius UK Ltd., Epsom, Vereinigtes Königreich	100,0	X

Amerika		
Sartorius Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien	100,0	X
Sartorius do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasilien	100,0	X
Sartorius Canada Inc., Oakville, Kanada	100,0	X
Sartorius de México S.A. de C.V., Tepotzotlán, Mexiko	100,0	X
Essen Instruments Inc., Ann Arbor, Michigan, USA	100,0	X
Sartorius BioAnalytical Instruments Inc., Dover, Delaware, USA	100,0	X
Sartorius North America Inc., Dover, Delaware, USA	100,0	X
Sartorius Corporation, Dover, Delaware, USA	100,0	X
Asien Pazifik		
Sartorius Australia Pty. Ltd., Dandenong South, Victoria, Australien	100,0	X
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China	100,0	X
Sartorius ForteBio (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	X
Sartorius (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China	100,0	X
Sartorius Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong	100,0	X
Sartorius India Pvt. Ltd., Bangalore, Indien	100,0	X
Essen BioScience K.K., Tokio, Japan	100,0	X
Sartorius Japan K.K., Tokio, Japan	100,0	X
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia	100,0	X
Sartorius Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur	100,0	X
Sartorius Korea Ltd., Seoul, Südkorea	100,0	X
Sartorius (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand ¹	32,7	X
Sartorius Vietnam Co. Ltd., Ho Chi Minh Stadt, Vietnam	100,0	X

¹ Die Einbeziehung der Gesellschaft Sartorius Thailand erfolgt auf Basis vertraglicher Gestaltungen (vgl. auch Abschnitt 22).

Die in den obigen Tabellen als nicht konsolidiert gekennzeichneten Gesellschaften wurden nicht in den Konsolidierungskreis einbezogen, da die entsprechenden Zahlen unbedeutend für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sind. Der Umsatz und die Bilanzsumme der nicht-konsolidierten Gesellschaften beträgt insgesamt weniger als 2% der Konzernzahlen. Es werden keine assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen konsolidiert, alle mit „X“ gekennzeichneten Gesellschaften werden voll konsolidiert.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden folgende Gesellschaften erstmalig in den Konzernabschluss einbezogen:

- Sartorius BioAnalytical Instruments, Inc., Delaware, USA
- Sartorius ForteBio (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China
- Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich
- Sartorius Stedim Chromatography Resins S.A.S., Cergy, Frankreich
- BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Ajdovščina, Slowenien
- WaterSep BioSeparations LLC, Massachusetts, USA

Die Gesellschaften BI Shanghai Co. Ltd., Shanghai, China, Biological Industries Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong sowie Biological Industries USA Inc., Cromwell, Connecticut, USA sind im Rahmen des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung an Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd. im Dezember 2019 hinzugekommen

und wurden im Zuge der Aktualisierung der Kaufpreisallokation ab dem 15. Dezember 2019 im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. Die Mehrheitsbeteiligung an Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd. wurde im Dezember 2020 um 20 % auf gut 70 % aufgestockt (vgl. hierzu Abschnitt 22). Die Anteile an BI Shanghai Co. Ltd. wurden im Dezember 2020 veräußert und die Gesellschaft entkonsolidiert. Die nicht-beherrschenden Anteile an Biological Industries USA Inc. wurden in 2020 erworben. Am 15. November 2020 wurde die Gesellschaft auf die Sartorius Stedim North America Inc. verschmolzen.

Sartorius BioAnalytical Instruments, Inc., Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd. sowie Sartorius Stedim Chromatography Resins S.A.S. wurden für die Aufnahme verschiedener Life Science Geschäfte von Danaher neu gegründet und verfügen seit dem 30. April 2020 über Teile der erworbenen Vermögenswerte. Die Gesellschaft Sartorius ForteBio (Shanghai) Co. Ltd. wurde im Zuge des vorstehend genannten Erwerbs im Wege eines Anteilserwerbs übernommen. Die Anteile an BIA Separations wurden am 2. November 2020 erworben. Die Anteile an WaterSep BioSeparations LLC wurden am 9. Dezember 2020 erworben. Zu den Erwerben von Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd., BIA Separations, WaterSep BioSeparations LLC sowie zur Akquisition verschiedener Life Science Geschäfte von Danaher siehe Abschnitt 8.

Die Beteiligung an der Curexsys GmbH, Göttingen, Deutschland wurde im Dezember 2020 erworben und als assoziiertes Unternehmen i. S. d. IAS 28 klassifiziert. Die Anschaffungskosten betragen etwa 4,1 Mio. €.

Die unwesentlichen Gesellschaften TAP ESOP Management Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich, TAP Biosystems (PHC) Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich, TAP Biosystems Ltd., Royston, Vereinigtes Königreich, Sartorius Peru S.A.C., Lima, Peru sowie Denver Instrument (Beijing) Co. Ltd., Beijing, China wurden im Geschäftsjahr 2020 liquidiert.

8. Unternehmenserwerbe

Akquisition Biological Industries in 2019

Am 15. Dezember 2019 hat der Konzern etwas mehr als 50 % der Anteile am israelischen Zellkulturmedien-Entwickler und -Hersteller Biological Industries erworben. Im Zuge der Transaktion hat der Konzern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen die Beherrschung über das Unternehmen erworben.

Biological Industries konzentriert sich auf Zellkulturmedien, insbesondere für die Zell- und Gentherapie, für die regenerative Medizin und andere neuartige Therapien. Das 1981 gegründete Unternehmen beschäftigte zum Akquisitionszeitpunkt rund 130 Mitarbeiter, hauptsächlich an seinem Haupt-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstandort in der Nähe von Haifa, Israel, sowie an Vertriebsstandorten in den USA, Europa und China.

Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der übertragenen Gegenleistung sowie übernommenen Vermögenswerte und Schulden wurde in 2020 abgeschlossen. Die nicht-beherrschenden Anteile wurden mit ihrem Anteil am Nettovermögen angesetzt.

Die vorläufigen und endgültigen Wertansätze stellen sich wie folgt dar:

	Vorläufige Kaufpreisallokation in T€	Endgültige Kaufpreisallokation in T€
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	0	28.451
Sachanlagen	5.201	8.527
Vorräte	4.982	5.883
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.121	4.547
Sonstige Vermögenswerte	1.386	891
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.209	3.734
Latente Steuern netto	0	- 6.314
Sonstige Verbindlichkeiten	- 6.981	- 9.719
Erworbenes Nettovermögen	12.918	36.000
Kaufpreis	40.634	42.395
Nicht beherrschende Anteile	6.459	18.532
Geschäfts- oder Firmenwerte	34.175	24.927

Der Kaufpreis für die erworbenen Anteile beträgt etwa 42,4 Mio. € und wurde bis auf die Übernahme eine Verbindlichkeit i. H. v. 2,2 Mio. € in Barmitteln entrichtet. Die dem Erwerb direkt zurechenbaren Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. € wurden im Vorjahr in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. Die separat angesetzten immateriellen Vermögenswerte beziehen sich im Wesentlichen auf Technologien und Kundenbeziehungen.

Der Geschäfts- oder Firmenwert entfällt auf Synergien, etwa aus der Integration des erworbenen Unternehmens in das globale Vertriebsnetzwerk des Konzerns, sowie die Erweiterung des Produktportfolios der beiden Sparten und weitere nicht separierbare immaterielle Werte, wie z. B. das Know-how des Mitarbeiterstamms. Die Zuordnung erfolgte auf Basis des erwarteten Synergiepotenzials zu etwa 60 % auf die Sparte Bioprocess Solutions und zu etwa 40 % auf die Sparte Lab Products & Services. Eine steuerliche Abziehbarkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts ist nicht gegeben.

Akquisition ausgewählter Life-Science Geschäfte von Danaher

Am 30. April 2020 hat der Konzern die Übernahme ausgewählter Life-Science-Geschäfte der Danaher Corporation nach Erhalt der erforderlichen Kartellfreigaben vollzogen. Erworben wurden die zu den übernommenen Geschäften gehörenden Vermögenswerte sowie Verbindlichkeiten im Wesentlichen im Wege von Asset Deals. Im Zuge der Transaktion sind rund 300 Mitarbeiter auf den Konzern übergegangen.

Die vom Konzern erworbenen Geschäfte, die 2019 einen Umsatz von ca. 170 Mio. US\$ erzielten, umfassen verschiedene Labor- und Bioprozess-Technologien, die die Aufstellung beider Sparten des Konzerns komplementär ergänzen. Das verbreiterte Angebot unterstützt die Kunden noch umfassender bei der Entwicklung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen sowie bei der sicheren und effizienten Produktion solcher Arzneien. Sartorius baut damit seine Marktpositionen im Gebiet Bioanalytik sowie in wichtigen Bereichen der Herstellung von Biotech-Medikamenten aus.

Das FortéBio-Geschäft zur markierungsfreien Analyse von Biomolekülen beinhaltet innovative Geräte zur Proteinanalyse, Biosensoren und Reagenzien, die in der Wirkstoffforschung eingesetzt werden und in das Bioanalytik-Portfolio der Sparte Lab Products & Services integriert werden. Die Produkte basieren auf der patentierten Biolayer-Interferometrie-Technologie und führen Echtzeitanalysen verschiedener biomolekularer Interaktionen durch. Weltweit sind rund 200 Mitarbeiter in den Produktionsstätten in Fremont, Kalifornien, USA, und Shanghai, China, sowie an diversen Vertriebsstandorten tätig.

Mit den ebenfalls erworbenen Chromatographie-Systemen und -Gelen erweitert Sartorius das Portfolio seiner Bioprocess-Solutions-Sparte im Downstream Processing-Bereich. Das Geschäft adressiert einen zentralen Schritt in der Aufarbeitung von Biopharmazeutika und umfasst sowohl Mehrweg- als auch Einwegtechnologien, Säulen und Gele. Die Aufstellung im Downstream Processing wird zusätzlich gestärkt durch weitere ausgewählte Produktgruppen aus den Bereichen Edelstahl-Hohlfaser- und Einweg-Crossflowfilter-Systeme und -Flowkits. Die verschiedenen Einheiten beschäftigen an ihren Standorten in Portsmouth, Großbritannien, Cergy, Frankreich, Ann Arbor, Michigan, USA, und Hopkinton, Massachusetts, USA, zusammen rund 100 Mitarbeiter.

Der Kaufpreis für die erworbenen Geschäfte in Höhe von etwa 774,6 Mio. € wurde in Barmitteln entrichtet. Die dem Erwerb direkt zurechenbaren Aufwendungen in Höhe von 7,2 Mio. € wurden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Die Kaufpreisallokation stellt sich wie folgt dar:

	Endgültige Kaufpreisallokation in T€
Technologien	288.464
Kundenbeziehungen	109.509
Markennamen	9.969
Sachanlagen	13.915
Vorräte	46.160
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.859
Sonstige Vermögenswerte	394
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.842
Latente Steuern netto	-1.604
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.960
Finanzverbindlichkeiten	-5.682
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.206
Erworbenes Nettovermögen	453.659
Kaufpreis	774.595
Geschäfts- oder Firmenwerte	320.936

Der resultierende Geschäfts- oder Firmenwert spiegelt insbesondere die Erweiterung des Produktportfolios für Kunden der biopharmazeutischen Industrie, Synergien sowie weitere nicht separierbare immaterielle Werte, wie etwa das Know-how des Mitarbeiterstamms wider. Auf dieser Basis wurde der Geschäfts- oder Firmenwert im Verhältnis von ca. 60% auf die Sparte Bioprocess Solutions und zu 40% auf die Sparte Lab Products Services aufgeteilt. Aufgrund der Transaktionsstruktur geht der Konzern davon aus, dass der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert steuerlich zu etwa 299 Mio. € abzugsfähig sein wird.

Zur Finanzierung der Akquisition wurde im Oktober 2019 eine Brückenfinanzierung mit BNP Paribas Fortis SA/NV abgeschlossen. Diese Finanzierung stellte dem Sartorius Konzern zum Zeitpunkt des Abschlusses der Akquisition den für die Transaktion benötigten Finanzierungsspielraum zur Verfügung. Das Wechselkursrisiko der Akquisitionsfinanzierung wurde über den Kauf von Devisenoptionen mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. US-Dollar abgesichert. Die Wertänderungen der Optionen in Höhe von +4,7 Mio. € seit dem 31. Dezember 2019 wurden im Berichtsjahr ergebniswirksam erfasst.

Die erworbenen Geschäfte sind mit Wirkung vom 1. Mai 2020 in den Konzernabschluss mit einbezogen worden. Sie haben hierzu einen Umsatz von rund 105 Mio. € beigetragen, die hierauf entfallende operative Ergebnismarge lag in etwa auf dem Niveau des Gesamtkonzerns.

Akquisition BIA Separations

Am 2. November 2020 hat der Konzern 100 % der Anteile an dem slowenischen Aufreinigungsspezialisten BIA SEPARATIONS Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. ("BIA Separations") mit Sitz in Ajdovščina, Slowenien, erworben. An diesem Standort wurden etwa 120 Mitarbeiter übernommen.

BIA Separations entwickelt und produziert marktführende Produkte für die Aufreinigung und Analyse von großen Biomolekülen wie Viren, Plasmiden und mRNA, die für Zell- und Gentherapien und andere neuartige Therapien (Advanced Therapies) genutzt werden. Das Geschäft ist somit komplementär zum bestehenden Produktportfolio für Biopharma-Kunden und wird in die Bioprocess Solutions Sparte integriert. Die Technologie von BIA Separations zur Aufreinigung im Produktionsmaßstab wird bereits bei der Herstellung der ersten kommerzialisierten Therapeutika eingesetzt. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch stark vertreten bei neuen Arzneimittelkandidaten, die sich noch in der klinischen Testphase befinden.

Aufgrund der zeitlichen Nähe des Erwerbs zum Bilanzstichtag sowie der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bewertung der immateriellen Vermögenswerte und der bedingten Gegenleistung ist die Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte und Schulden sowie der übertragenen Gegenleistung noch nicht abgeschlossen. Die Kaufpreisallokation wurde daher vorläufig – auf Basis der verfügbaren Erkenntnisse des Managements – vorgenommen. Es wurden dabei folgende Wertansätze berücksichtigt:

	Vorläufige Kaufpreisallokation in T€
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	308.014
Sachanlagen	13.834
Vorräte	3.317
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.696
Sonstige Vermögenswerte	679
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.176
Latente Steuern netto	- 58.100
Sonstige Verbindlichkeiten	- 10.074
Erworbenes Nettovermögen	261.542
Kaufpreis (übertragen im Erwerbszeitpunkt)	366.891
Bedingte Gegenleistung	285.530
Geschäfts- oder Firmenwerte	390.879

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte umfassen insbesondere die erworbene Aufreinigungstechnologie. Daneben sind weitere immaterielle Vermögenswerte wie Kundenbeziehungen und Marken enthalten.

Die übertragene Gegenleistung umfasst Barmittel in Höhe von 234,2 Mio. € sowie 405.887 Anteile an dem börsennotierten Tochterunternehmen Sartorius Stedim Biotech S.A. mit einem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 132,7 Mio. € am Erwerbsstichtag. Die Parteien einigten sich zudem über drei Tranchen von Earn-Out Zahlungen, die von der Umsatzentwicklung der erworbenen Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren abhängen. In Abhängigkeit der Umsatzentwicklung erhalten die Veräußerer weitere Anteile an der Gesellschaft Sartorius Stedim Biotech S.A. Bis zum tatsächlichen Ausgleich dieser bedingten Gegenleistung ist die Vereinbarung als finanzielle Verbindlichkeit zu klassifizieren und an jedem Bilanzstichtag ergebniswirksam

zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Im Erwerbszeitpunkt wurde die bedingte Gegenleistung mit einem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 285,5 Mio. € bewertet. Neben der antizipierten Umsatzentwicklung und damit der zu übertragenden Aktienanzahl berücksichtigt diese Bewertung auch den Barwert des im jeweiligen künftigen Übertragungszeitpunkt erwarteten Aktienkurses der Sartorius Stedim Biotech S.A.. Das untere Ende der Bandbreite der möglichen Ergebnisse für die bedingte Gegenleistung beträgt Null. Aufgrund des Ausgleichs in Aktien lässt sich das obere Ende möglicher Ergebnisse nicht quantifizieren.

Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 wurde der beizulegende Zeitwert der bedingten Gegenleistung mit 253,9 Mio. € bewertet. Diese Änderung reflektiert im Wesentlichen den Rückgang des Aktienkurses der Sartorius Stedim Biotech S.A. seit dem Erwerbszeitpunkt bis zum 31. Dezember 2020 als Ausgangspunkt der Schätzung des künftigen Börsenkurses im Ausgleichszeitpunkt der Verpflichtungen. Überdies wurden die Diskontierungszinssätze zur Ermittlung des Barwerts der künftigen Verpflichtung an die Verhältnisse zum 31. Dezember 2020 angepasst. Die Differenz zwischen den Wertansätzen zum 2. November 2020 und dem Bilanzstichtag in Höhe von rund 31,6 Mio. € wurde ergebniswirksam im Finanzergebnis erfasst. Die Bandbreite der möglichen Ergebnisse der bedingten Gegenleistung war zum 31. Dezember 2020 unverändert zum Erwerbsstichtag.

Die wesentlichen Bewertungsparameter sind die für die Planjahre angenommenen Umsatzerlöse sowie der Aktienkurs der Sartorius Stedim Biotech S.A. am jeweiligen Bewertungsstichtag. Die Bewertungsergebnisse sind hingegen wenig sensitiv bezüglich realistischer Veränderungen anderer Parameter, wie z. B. der verwendeten Diskontierungszinssätze. Unter der Annahme um 10 % höherer (geringerer) Umsatzerlöse in allen fünf relevanten Planjahren wäre die auszuweisende Verbindlichkeit am Bilanzstichtag etwa 29 Mio. € höher (ca. 24 Mio. € niedriger). Bei einem um 10 % höheren (niedrigeren) Aktienkurs am Bilanzstichtag wäre die Verbindlichkeit etwa 25 Mio. € höher (ca. 25 Mio. € niedriger) bewertet worden. Die tatsächlichen künftigen Ergebnisse können von diesen isoliert betrachteten Sensitivitäten abweichen.

Die dem Erwerb direkt zurechenbaren Aufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. € wurden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. Der Geschäfts- oder Firmenwert entfällt voraussichtlich auf Synergien, etwa aus der Integration des erworbenen Unternehmens in das globale Vertriebsnetzwerk des Konzerns, sowie die Ergänzung des Produktportfolios der Sparte Bioprocess Solutions und weitere nicht separierbare immaterielle Werte, wie z. B. das Know-how des Mitarbeiterstamms. Eine steuerliche Abziehbarkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts ist voraussichtlich nicht gegeben.

Aufgrund des späten Erwerbszeitpunkts im Berichtsjahr hat die Transaktion, abgesehen vom Bewertungseffekt der bedingten Gegenleistung, keinen wesentlichen Einfluss auf Umsatz- und Ergebnis des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020.

Akquisition WaterSep BioSeparations LLC

Am 9. Dezember 2020 hat der Konzern 100 % der Anteile an der US-amerikanischen Gesellschaft WaterSep BioSeparations LLC erworben. Das Unternehmen beschäftigt rund 15 Mitarbeiter in Marlborough, Massachusetts, USA. WaterSep BioSeparations entwickelt, produziert und vermarktet Einweg- und Mehrweg-Hohlfasermembransysteme sowie vorsterilisierte Einheiten für Upstream- und Downstream-Applikationen in der Biopharmazie. Diese Akquisition ergänzt das Portfolio des Konzerns für zell- und gentherapeutische Anwendungen, Zellernte und verschiedene Lösungen für „Intensified Bioprocessing“ und wird in die Sparte Bioprocess Solutions integriert.

Aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen Erwerbsstichtag und Aufstellung des Konzernabschlusses wurde der gesamte Unterschiedsbetrag zwischen übertragener Gegenleistung und dem erworbenen Nettovermögen vor der Fair Value-Bewertung vorläufig dem Goodwill zugeordnet.

	Vorläufige Kauf- preisallokation in T€
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	3
Sachanlagen	236
Vorräte	362
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	362
Sonstige Vermögenswerte	85
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	111
Sonstige Verbindlichkeiten	- 68
Erworbenes Nettovermögen	1.091
Kaufpreis (übertragen im Erwerbszeitpunkt)	22.518
Bedingte Gegenleistung	4.887
Geschäfts- oder Firmenwerte	26.313

Der Kaufpreis in Höhe von insgesamt 27,4 Mio. € wurde zu 22,5 Mio. € in Barmitteln geleistet. Die Vertragspartner vereinbarten zusätzlich eine Earn-Out-Komponente, die im Jahr 2024 zur Auszahlung kommt und deren Höhe von der Erzielung künftiger Umsatzerlöse in den Jahren 2021 bis 2023 abhängt. Bis zum tatsächlichen Ausgleich dieser bedingten Gegenleistung ist die Vereinbarung als finanzielle Verbindlichkeit zu klassifizieren und an jedem Bilanzstichtag ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Auf vorläufiger Basis wurde für diese bedingte Gegenleistung ein beizulegender Zeitwert in Höhe von ca. 4,9 Mio. € zum Erwerbszeitpunkt berücksichtigt. Das untere (obere) Ende der Bandbreite der möglichen Ergebnisse für die bedingte Gegenleistung beträgt Null (9 Mio. USD). Zum Bilanzstichtag wurde die finanzielle Verbindlichkeit in Ermangelung neuer Erkenntnisse nicht wesentlich angepasst.

Die dem Erwerb direkt zurechenbaren Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. € wurden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. Der Geschäfts- oder Firmenwert entfällt voraussichtlich auf Synergien, etwa aus der Integration des erworbenen Unternehmens in das globale Vertriebsnetzwerk des Konzerns, sowie die Ergänzung des Produktportfolios der Sparte Bioprocess Solutions und weitere nicht separierbare immaterielle Werte, wie z. B. das Know-how des Mitarbeiterstamms. Eine steuerliche Abziehbarkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts wird voraussichtlich gegeben sein. Die anzusetzenden immateriellen Vermögenswerte werden sich voraussichtlich im Wesentlichen auf Technologien, Kundenbeziehungen und Marken beziehen.

Aufgrund der zeitlichen Nähe des Erwerbs zum Bilanzstichtag sind die Umsatz- und Ergebnisbeiträge des erworbenen Unternehmens im Konzernabschluss 2020 nicht von wesentlicher Bedeutung.

Die Auswirkungen auf den Konzernabschluss unter der Annahme einer Einbeziehung sämtlicher im Berichtsjahr erworbener Geschäftsbetriebe bereits zum 1. Januar 2020 können – insbesondere aufgrund der Transaktionsstruktur des Erwerbs der Life Science Geschäfte von Danaher als Assets Deals sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie – nur näherungsweise ermittelt werden. Unter diesen Voraussetzungen schätzen wir, dass die Umsatzerlöse für das Jahr 2020 etwa 2.411 Mio. € hätten betragen können. Die operative Ergebnis-
marge wäre nicht wesentlich beeinflusst.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

9. Umsatzerlöse

Die Umsatzrealisierung folgt IFRS 15, Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden. Der Standard legt einen umfassenden Rahmen zur Bestimmung fest, ob, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt Umsatzerlöse erfasst werden. Die Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden gem. IFRS 15 sind nach den beiden Kategorien „Art der Produkte“ sowie „geographische Regionen“ aufgegliedert und in nachfolgender Tabelle dargestellt. Die Kategorisierung nach „Art der Produkte“ entspricht den berichtspflichtigen Segmenten, da die Abgrenzung der berichteten Segmente auf den unterschiedlichen vertriebenen Produkten basiert. Die regionale Zuordnung der Umsatzerlöse erfolgt nach dem Sitz des Kunden.

in T€	2020			2019		
	Konzern	Bioprocess Solutions	Lab Products & Services	Konzern	Bioprocess Solutions	Lab Products & Services
Umsatz	2.335.657	1.782.622	553.035	1.826.966	1.350.470	476.496
EMEA	935.078	698.476	236.601	733.425	524.835	208.590
Amerika	812.212	651.268	160.943	629.884	501.137	128.746
Asien Pazifik	588.368	432.878	155.490	463.657	324.498	139.159

Der Konzern produziert und verkauft Instrumente und Verbrauchsmaterialien sowie hiermit in Verbindung stehende Dienstleistungen in den beiden Segmenten BPS und LPS. Der Konzern erfüllt seine Leistungsverpflichtungen hierbei in Abhängigkeit von den zu übertragenden Gütern und den geschuldeten Dienstleistungen. Der weit überwiegende Teil der Umsätze aus Produktverkäufen wird zeitpunktbezogen dann realisiert, wenn die Verfügungsgewalt über die Güter auf den Kunden übertragen wird. Dies ist typischerweise der Fall, wenn die wesentlichen Chancen und Risiken auf den Kunden übergehen, sodass der Zeitpunkt je nach Vereinbarung mit dem Kunden variieren kann.

Bei komplexeren Produkten, die vor Ort beim Kunden zu installieren sind, erfolgt die Umsatzrealisierung nach formaler Bestätigung des Kunden. In geringem Umfang erfolgt im kundenspezifischen Projektgeschäft eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung im Verhältnis zum Leistungsfortschritt, wobei dieser im Verhältnis der tatsächlich angefallenen zu den geplanten Gesamtkosten gemessen wird. Der tatsächliche Kostenanfall spiegelt den Leistungsfortschritt und die Übertragung auf den Kunden angemessen wider, da Zahlungsansprüche bei Projektabbruch mindestens in Höhe der angefallenen Kosten zuzüglich einer entsprechenden Marge bestehen. Umsatzerlöse für Dienstleistungen werden regelmäßig dann realisiert, wenn die Leistungen erbracht werden bzw. nachdem die Leistungen erbracht worden sind. Bei kontinuierlicher Leistungserbringung über einen Zeitraum erfolgt die Realisierung zeitraumbezogen. Umsatzerlöse werden dann im Verhältnis zur Gesamtlaufzeit des jeweiligen Dienstleistungsvertrags zeitanteilig realisiert. Die Produktverkäufe erfolgen typischerweise unter Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungen. Etwaige erweiterte Garantien werden als separate Leistungsverpflichtung behandelt.

Die Zahlungsbedingungen sehen regelmäßig kurzfristige Zahlungsziele für den Kunden vor, welche typischerweise 30 Tage nicht überschreiten. Der Konzern vereinnahmt zum Teil Voraus- und Anzahlungen, beispielsweise um Ausfallrisiken vorzubeugen, sodass regelmäßig Vertragsverbindlichkeiten (erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen) bestehen. Zudem resultieren Vertragsverbindlichkeiten (Rechnungsabgrenzungsposten) aus Dienstleistungsverträgen, wenn die Zahlung des Kunden im Voraus erfolgt.

Die Verträge enthalten üblicherweise keine signifikanten Finanzierungskomponenten. Der Konzern nimmt in diesem Zusammenhang die Erleichterungsmöglichkeit des IFRS 15 in Zusammenhang mit sog. Finanzierungskomponenten in Anspruch, d. h. Finanzierungskomponenten werden lediglich dann berücksichtigt, wenn die Zeitspanne zwischen Übertragung der Güter bzw. Dienstleistungen auf den Kunden und dem Erhalt der Gegenleistung erwartungsgemäß mehr als ein Jahr beträgt und der Effekt wesentlich ist.

Die Gesamthöhe des Transaktionspreises, der auf die zum Ende der Berichtsperiode nicht oder teilweise nicht erfüllten Leistungsverpflichtungen entfällt (Auftragsbestand), beträgt etwa 1.223,9 Mio. Euro (2019: 661,1 Mio. Euro). Der Konzern geht davon aus, dass diese Leistungsverpflichtungen ganz überwiegend im Geschäftsjahr 2021 erfüllt werden.

Während der Berichtsperiode ergaben sich keine außergewöhnlichen Veränderungen in der Höhe der Buchwerte der Vertragsverbindlichkeiten bzw. Vertragsvermögenswerte. In der Berichtsperiode wurden Umsatzerlöse in Höhe von 79.234 T€ realisiert, die in den Vertragsverbindlichkeiten zum Beginn der Periode enthalten waren (2019: 62.577 T€).

Die Buchwerte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte sind in Abschnitt 28 dargestellt. Für Informationen zu den in der Berichtsperiode erfassten Wertminderungsaufwendungen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte wird auf Abschnitt 39 verwiesen. Nachfolgende Tabelle stellt die Buchwerte der Vertragsverbindlichkeiten dar.

in T€	Bilanzposition	Buchwert zum 31. Dezember 2020	Buchwert zum 31. Dezember 2019
Rechnungsabgrenzungsposten	Sonstige Verbindlichkeiten	37.400	27.208
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.931	84.008
Summe Vertragsverbindlichkeiten		178.331	111.216

10. Funktionskosten

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt. Die Aufwendungen sind den Funktionsbereichen Produktion, Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie allgemeine Verwaltung zugeordnet.

Aufwendungen im Zusammenhang mit funktionsübergreifenden Initiativen oder Projekten werden auf Basis eines geeigneten Zuordnungsprinzips auf die betreffenden Funktionskosten aufgeteilt.

In der Position „Kosten der umgesetzten Leistungen“ werden die Kosten der umgesetzten Erzeugnisse und die Einstandskosten der veräußerten Handelswaren ausgewiesen. Die Kosten der umgesetzten Leistungen enthalten neben den direkt zurechenbaren Aufwendungen wie die Material-, Personal- und Energiekosten auch die dem Fertigungsbereich zuzurechnenden Gemeinkosten und die entsprechenden Abschreibungen.

Die Kosten des Vertriebs betreffen insbesondere die Kosten der Vertriebsorganisation, der Distribution und des Marketings.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten enthalten die Kosten der Forschung und der Produkt- und Verfahrensentwicklung, soweit diese nicht aktiviert werden.

Der Posten Verwaltungskosten umfasst hauptsächlich die Personal- und Sachkosten des allgemeinen Verwaltungsbereichs.

Alle Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung, die einem der erwähnten Funktionsbereiche nicht zuzuordnen sind, werden als sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen erfasst. Diese enthalten im Wesentlichen Effekte aus der Währungsumrechnung, Verkäufe von Anlagevermögen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Sonderaufwendungen. Erträge aus aufwandsbezogenen Zuschüssen werden als sonstige betriebliche Erträge erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden.

Die in den Funktionen insgesamt enthaltenen Material- und Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Materialaufwand

in T€	2020	2019
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (einschl. Bestandsveränderungen)	439.673	346.025
Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.063	127.500
	598.736	473.525

Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

Personalaufwand

in T€	2020	2019
Löhne und Gehälter	609.007	496.151
Soziale Abgaben	119.988	103.012
Aufwendungen für Altersversorgung	13.847	9.866
	742.842	609.029

11. Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

in T€	2020	2019
Erträge aus der Währungsumrechnung	34.632	13.021
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen zu Forderungen	3.381	1.301
Erträge aus Zuschüssen	2.458	1.101
Sonstige Erträge	4.026	7.521
Sonstige betriebliche Erträge	44.496	22.944
Sonderaufwendungen	- 57.026	- 28.461
Aufwand aus der Währungsumrechnung	- 32.227	- 12.440
Wertberichtigungen zu Forderungen	- 9.103	- 4.735
Sonstige Aufwendungen	- 22.749	- 10.379
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 121.104	- 56.015
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen	- 76.607	- 33.071

Bei den Erträgen aus Zuschüssen handelt es sich um Aufwandszuschüsse (im Wesentlichen bezogen auf Forschungs- und Entwicklungsprojekte), die als Ertrag erfasst werden, sobald eine hinreichende Sicherheit dafür besteht, dass die Voraussetzungen erfüllt werden.

Die Sonderaufwendungen des Geschäftsjahres 2019 und 2020 entfallen im Wesentlichen auf verschiedene strategische Konzernprojekte sowie auf Integrations- und Akquisitionskosten.

In den Erträgen aus der Währungsumrechnung sind im Geschäftsjahr 2020 8.472 T€ aus der Umgliederung der im Zusammenhang mit Sicherungsbeziehungen zunächst kumuliert im Eigenkapital erfassten Beträge enthalten (vgl. Abschnitt 36).

12. Finanzergebnis

in T€	2020	2019
Zinsen und ähnliche Erträge	414	341
- davon aus verbundenen Unternehmen	135	170
Erträge aus derivativen Finanzinstrumenten	11.650	4.388
Sonstige finanzielle Erträge	45.633	4.669
Finanzielle Erträge	57.697	9.398
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 21.676	- 14.685
Aufwendungen für derivative Finanzinstrumente	- 9.143	- 12.794
Zinsaufwand für Pensionen und weitere Versorgungsleistungen	- 594	- 1.268
Sonstige finanzielle Aufwendungen	- 35.708	- 13.140
Finanzielle Aufwendungen	- 67.120	- 41.888
	- 9.424	- 32.490

Die sonstigen finanziellen Aufwendungen und Erträge umfassen Effekte aus der Aufzinsung und Bewertung von Darlehen und anderen finanziellen Verbindlichkeiten, die in Fremdwährung aufgenommen wurden. Für weitere Informationen zu dem ebenfalls in den sonstigen finanziellen Erträgen ausgewiesenen Ertrag in Höhe von 31,6 Mio. € aufgrund der Neubewertung der bedingten Gegenleistung im Zusammenhang mit dem Erwerb von BIA Separations wird auf Abschnitt 8 verwiesen. Die sonstigen finanziellen Aufwendungen enthalten im Vorjahr auch den Effekt aus der Anpassung der Verbindlichkeit im Zusammenhang mit dem Erwerb der AllPure Anteile (vgl. Abschnitt 31).

13. Ertragsteuern

in T€	2020	2019
Laufende Ertragsteuern	- 150.135	- 87.365
Latente Steuern	24.925	2.973
- davon aus Verlustvorträgen	6.485	- 1.032
- davon aus temporären Differenzen	18.440	4.005
	- 125.210	- 84.392

Die laufenden Ertragsteuern werden basierend auf den jeweiligen nationalen steuerlichen Ergebnissen des Jahres sowie den nationalen Steuervorschriften berechnet. Zudem können die laufenden Steuern des Jahres auch Anpassungsbeträge für eventuell anfallende Steuerzahlungen bzw. -erstattungen für noch nicht veranlagte Jahre enthalten.

Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Ertragsteuersatzes in Deutschland von ca. 30 % sowie der unterschiedlichen Sätze in den anderen Ländern, in denen der Konzern operiert, liegt die erwartete Konzernsteuerquote bei etwa 27%. Nachfolgend wird die Abweichung zwischen dem daraus erwarteten Steueraufwand und dem für das jeweilige Geschäftsjahr ausgewiesenen Ertragsteueraufwand erläutert:

in T€	2020	2019
Erwartete Steuerquote	27%	27%
Erwarteter Steueraufwand	- 120.604	- 81.807
Unterschiede zum konzerndurchschnittlichen Ertragsteuersatz	14.858	13.233
Effekte aus konzerninternen Dividenden und andere nicht abziehbare Aufwendungen	- 13.411	- 9.449
Steuerfreie Erträge und Steuergutschriften	13.253	4.111
Nicht aktivierte Verlustvorträge und temporäre Differenzen	- 7.426	- 5.451
Steuern aus Vorjahren und Anpassungen aus der Neueinschätzung der Werthaltigkeit aktiver latenter Steuern	- 9.973	- 2.731
Quellensteuern und ähnliche Steuern	- 2.351	- 1.364
Steuersatzänderungen	244	- 741
Sonstige	200	- 193
	- 125.210	- 84.392
Effektiver Steuersatz	28,0%	27,9%

14. Ergebnis je Aktie

Nach IAS 33 (Earnings per Share) ist das Ergebnis je Aktie für jede Aktiengattung gesondert zu ermitteln. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (basic EPS) wird auf Basis der während der Periode im Umlauf befindlichen Aktien berechnet. Eigene Aktien sind bei der Berechnung der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien nicht zu berücksichtigen.

	2020	2019
Stammaktien		
Basis für das unverwässerte Ergebnis je Stammaktie (Jahresergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter) in T€	113.026	78.216
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der ausstehenden Aktien	34.212.224	34.212.224
Unverwässertes Ergebnis pro Stammaktie in €	3,30	2,29
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der ausstehenden Aktien für das verwässerte Ergebnis je Aktie	34.212.224	34.212.224
Verwässertes Ergebnis pro Stammaktie in €	3,30	2,29
Vorzugsaktien		
Basis für das unverwässerte Ergebnis je Vorzugsaktie (Jahresergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter) in T€	113.248	78.476
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der ausstehenden Aktien	34.176.068	34.176.068
Unverwässertes Ergebnis pro Vorzugsaktie in €	3,31	2,30
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der ausstehenden Aktien für das verwässerte Ergebnis je Aktie	34.176.068	34.176.068
Verwässertes Ergebnis pro Vorzugsaktie in €	3,31	2,30

Erläuterungen zur Bilanz

15. Geschäfts- oder Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwerte

in T€	Geschäfts- oder Firmenwerte
Bruttobuchwerte 01.01.2019	662.229
Währungsumrechnung	5.373
Zugänge aus Akquisitionen	28.170
Bruttobuchwerte 31.12.2019	695.772
Abschreibungen und Wertminderungen 01.01.2019	0
Währungsumrechnung	0
Abschreibungen und Wertminderungen 2019	0
Abschreibungen und Wertminderungen 31.12.2019	0
Nettobuchwerte 31.12.2019	695.772
Bruttobuchwerte 01.01.2020	695.772
Währungsumrechnung	- 52.514
Zugänge aus Akquisitionen	738.128
Bruttobuchwerte 31.12.2020	1.381.386
Abschreibungen und Wertminderungen 01.01.2020	0
Währungsumrechnung	0
Abschreibungen und Wertminderungen 2020	0
Abschreibungen und Wertminderungen 31.12.2020	0
Nettobuchwerte 31.12.2020	1.381.386

Bei den ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerten von 1.381.386 T€ (Vorjahr: 695.772 T€) handelt es sich um aktive Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, die zum Teil auch den Erwerb von Sachgesamtheiten (Asset Deals) umfassen. Der Zugang im Geschäftsjahr 2020 entfällt auf die Erwerbe von WaterSep Bioseparations LLC, BIA Separations sowie ausgewählter Life Science Geschäfte von Danaher (vgl. Abschnitt 8). Der Zugang im Vorjahr entfällt auf die Erwerbe von Biological Industries sowie Sartonets Taiwan. Gemäß IAS 36 sind Geschäfts- oder Firmenwerte nicht planmäßig abzuschreiben, sondern im Rahmen eines sog. Impairment Tests jährlich auf Werthaltigkeit zu prüfen.

Aufgrund der Integration der Geschäfte in den Sparten Bioprocess Solutions sowie Lab Products & Services und unserer entsprechenden Positionierung als „Total Solution Provider“ werden auf dieser Ebene mehrere Zahlungsmittel generierende Einheiten für den Impairment Test zusammengefasst.

Der Geschäfts- oder Firmenwert verteilt sich wie folgt auf die Segmente:

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Bioprocess Solutions	1.052.293	517.263
Lab Products & Services	329.093	178.509
	1.381.386	695.772

Für das Geschäftsjahr 2020 wurden die Impairment Tests wie in den Vorjahren auf den 30. November durchgeführt. Dabei wird der erzielbare Betrag auf Basis des Nutzungswerts der jeweiligen Zahlungsmittel generierenden Einheit ermittelt. Die Cashflow-Projektionen berücksichtigen vergangene Erfahrungen und beruhen auf den aktuellen Planungen der Konzernleitung für einen Zeitraum von vier Jahren. Für die Sparte Bioprocess Solutions wurde eine Wachstumsrate von durchschnittlich 2,5% für Geschäftsjahre nach 2024 zu Grunde gelegt. Diese Wachstumsrate leitet sich aus Markterwartungen ab, die für den von der Sparte adressierten Biopharma-Markt mittelfristig hohe einstellige Wachstumsraten prognostizieren. Wachstumstreiber werden dabei u. a. die zunehmend alternde Bevölkerung, der Bevölkerungsanstieg und der verbesserte Zugang zu Arzneien in Schwellenländern sowie der andauernde Paradigmenwechsel in Hinblick auf die Verwendung von Einwegprodukten in den Herstellungsprozessen von Biopharmazeutika sein. In der Sparte Lab Products & Services wurde eine Wachstumsrate von 1,5% für Geschäftsjahre nach 2024 verwendet.

Die Diskontierungssätze der Zahlungsmittel generierenden Einheiten entsprechen deren gewichteten Kapitalkostensätzen (WACC) und wurden wie folgt ermittelt:

	2020		2019	
	vor Steuern	nach Steuern	vor Steuern	nach Steuern
Bioprocess Solutions	7,7%	6,3%	9,1%	7,3%
Lab Products & Services	8,6%	6,7%	9,7%	7,6%

Im Geschäftsjahr 2020 haben die Werthaltigkeitstests nicht zur Erfassung von Wertminderungsaufwendungen geführt. Auch realistische Veränderungen der Grundannahmen, auf denen die Bestimmung des Nutzungswerts basiert, würden nicht dazu führen, dass der Buchwert der Zahlungsmittel generierenden Einheiten deren Nutzungswert übersteigt.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

in T€	Patente, Lizenzen, Technologien und ähnliche Rechte	Markennamen	Kunden- beziehungen	Aktivierete Entwicklungs- kosten	Geleistete Anzahlungen	Summe
Bruttobuchwerte 01.01.2019	296.140	40.311	205.995	153.040	258	695.744
Währungsumrechnung	3.393	469	3.195	795	4	7.857
Zugänge aus Akquisitionen	11.707	2.295	16.550	0	0	30.552
Investitionen	14.166	0	245	40.059	0	54.469
Abgänge	- 4.859	0	0	0	- 38	- 4.896
Umbuchungen	- 281	0	0	- 267	- 11	- 559
Bruttobuchwerte 31.12.2019	320.265	43.076	225.984	193.627	214	783.166
Abschreibungen und Wertminderungen 01.01.2019	- 111.073	- 6.292	- 112.811	- 64.542	0	- 294.718
Währungsumrechnung	- 1.104	- 63	- 1.297	- 192	0	- 2.656
Abschreibungen und Wertminderungen 2019	- 25.771	- 1.904	- 17.266	- 14.821	0	- 59.763
Abgänge	4.811	0	0	0	0	4.811
Umbuchungen	468	0	0	263	0	730
Abschreibungen und Wertminderungen 31.12.2019	- 132.670	- 8.259	- 131.375	- 79.293	0	- 351.596
Nettobuchwerte 31.12.2019	187.596	34.817	94.610	114.334	214	431.570

in T€	Patente, Lizenzen, Technologien und ähnliche Rechte	Markennamen	Kunden- beziehungen	Aktivier- te Entwicklungs- kosten	Geleistete Anzahlungen	Summe
Bruttobuchwerte 01.01.2020	320.265	43.076	225.984	193.627	214	783.166
Währungsumrechnung	- 39.549	- 3.092	- 15.606	- 2.587	- 18	- 60.853
Zugänge aus Akquisitionen	581.712	10.225	121.002	3.020	0	715.959
Investitionen	6.084	0	947	43.601	0	50.632
Abgänge	- 213	0	- 822	- 1.090	0	- 2.125
Umbuchungen	50	0	569	532	- 7	1.144
Bruttobuchwerte 31.12.2020	868.349	50.208	332.075	237.103	189	1.487.924
Abschreibungen und Wertminde- rungen 01.01.2020	- 132.670	- 8.259	- 131.375	- 79.293	0	- 351.596
Währungsumrechnung	4.520	509	4.072	488	0	9.589
Abschreibungen und Wertminde- rungen 2020	- 43.388	- 2.732	- 25.355	- 22.497	0	- 93.972
Abgänge	194	0	822	1.090	0	2.106
Umbuchungen	- 3	0	- 569	0	0	- 573
Abschreibungen und Wertminde- rungen 31.12.2020	- 171.348	- 10.482	- 152.405	- 100.212	0	- 434.446
Nettobuchwerte 31.12.2020	697.001	39.727	179.670	136.891	189	1.053.477

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Nutzungsdauer eines immateriellen Vermögenswerts ist der Zeitraum, über den der Vermögenswert erwartungsgemäß einen direkten oder indirekten Beitrag zu den zukünftigen Cash-flows des betreffenden Unternehmens leistet.

Kosten, die im Rahmen der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren anfallen, werden nur bei Vorliegen der folgenden Bedingungen als selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte aktiviert:

- Die Fertigstellung des immateriellen Vermögenswerts kann technisch soweit realisiert werden, dass er genutzt oder verkauft werden kann;
- Das Unternehmen beabsichtigt, den immateriellen Vermögenswert fertig zu stellen und ihn zu nutzen oder zu verkaufen;
- Das Unternehmen ist fähig, den immateriellen Vermögenswert zu nutzen oder zu verkaufen;
- Das Unternehmen kann nachweisen, wie der immaterielle Vermögenswert voraussichtlich einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzielen wird;
- Adäquate technische, finanzielle und sonstige Ressourcen sind verfügbar, so dass die Entwicklung abgeschlossen und der immaterielle Vermögenswert genutzt oder verkauft werden kann;
- Das Unternehmen ist fähig, die dem immateriellen Vermögenswert während seiner Entwicklung zurechenbaren Ausgaben verlässlich zu bewerten.

Die aktivierten Entwicklungskosten umfassen im Wesentlichen die den Projekten zuzuordnenden Kosten des an der Entwicklung beteiligten Personals, Materialkosten, Fremdleistungen sowie unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten. Selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Darf ein selbst geschaffener immaterieller Vermögenswert nicht aktiviert werden, werden die Entwicklungskosten sofort in der Periode als Aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. Kosten für Forschungsaktivitäten werden in der Periode ihres Anfalls ebenfalls sofort als Aufwand erfasst.

Für die Abschreibungen der immateriellen Vermögenswerte werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Software	2 bis 10 Jahre
Kundenbeziehungen und Technologien	5 bis 20 Jahre
Aktivierete Entwicklungskosten	4 bis 6 Jahre
Markenname	2 Jahre bis unbegrenzt

Der im Rahmen der Stedim-Transaktion erworbene Markenname (Buchwert: 10.779 T€) hat eine unbegrenzte Nutzungsdauer, da keine Begrenzung der Periode abzusehen ist, in der der Vermögenswert voraussichtlich Netto-Cashflows für das Unternehmen erzeugen wird. Durch die Integration des Markennamens „Stedim“ in den Gesellschafts- und Teilkonzernnamen „Sartorius Stedim Biotech“ ist eine separate Messung der entsprechenden Zahlungsmittelzuflüsse jedoch nicht möglich. Die Werthaltigkeit der Marke wurde auf Ebene der nächsthöheren Zahlungsmittel generierenden Einheit, also der Bioprocess Solutions-Sparte, überprüft.

Bei den übrigen im Rahmen von Akquisitionen erworbenen Marken wird von begrenzten Nutzungsdauern von bis zu 20 Jahren ausgegangen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte werden den entsprechenden Funktionen in der Gewinn- und Verlustrechnung zugeordnet. Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten werden in den Kosten der umgesetzten Leistungen gezeigt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Entwicklungskosten in Höhe von 43.601 T€ (Vorjahr: 40.059 T€) aktiviert.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Wertminderungsaufwendungen erfasst (Vorjahr: 3,0 Mio. €).

16. Sachanlagen

in T€	Grundstücke und Gebäude	Technische Anlagen und Maschinen	Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere Anlagen	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Summe
Bruttobuchwerte 01.01.2019	310.444	216.038	156.737	248.160	931.380
Währungsumrechnung	1.325	1.473	616	2.324	5.738
Zugänge aus Akquisitionen	3.185	1.494	1.431	0	6.110
Investitionen	62.947	27.262	24.480	47.441	162.130
Abgänge	645	- 4.718	- 4.761	- 41	- 8.875
Umbuchungen	162.035	9.948	10.868	- 188.380	- 5.529
Bruttobuchwerte 31.12.2019	540.581	251.498	189.371	109.505	1.090.955
Abschreibungen 01.01.2019	- 74.474	- 119.881	- 95.456	- 8	- 289.819
Währungsumrechnung	- 456	- 810	- 449	0	- 1.714
Abschreibungen und Wertminderungen 2019	- 16.023	- 18.250	- 20.256	- 167	- 54.696
Abgänge	- 920	4.529	4.224	0	7.833
Umbuchungen	350	5.405	- 257	0	5.498
Abschreibungen 31.12.2019	- 91.522	- 129.007	- 112.194	- 175	- 332.898
Nettobuchwerte 31.12.2019	449.059	122.491	77.177	109.330	758.056
Nettobuchwerte Nutzungsrechte per 31.12.2019	62.334	2.174	10.379	0	74.886
Gesamtbuchwert Sachanlagen per 31.12.2019	511.392	124.664	87.556	109.330	832.942

in T€	Grundstücke und Gebäude	Technische Anlagen und Maschinen	Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere Anlagen	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Summe
Bruttobuchwerte 01.01.2020	540.581	251.498	189.371	109.505	1.090.955
Währungsumrechnung	- 9.895	- 6.315	- 2.781	- 4.248	- 23.239
Zugänge aus Akquisitionen	6.948	5.656	716	8.982	22.303
Investitionen	39.681	27.239	21.376	105.782	194.079
Abgänge	- 683	- 3.754	- 6.360	539	- 10.258
Umbuchungen	19.332	23.556	9.156	- 52.733	- 689
Bruttobuchwerte 31.12.2020	595.964	297.881	211.477	167.828	1.273.150
Abschreibungen 01.01.2020	- 91.522	- 129.007	- 112.194	- 175	- 332.898
Währungsumrechnung	1.709	2.662	1.700	3	6.075
Abschreibungen und Wertminderungen 2020	- 21.080	- 22.157	- 21.904	0	- 65.141
Abgänge	547	2.657	5.675	0	8.880
Umbuchungen	- 296	- 12	275	164	131
Abschreibungen 31.12.2020	- 110.642	- 145.857	- 126.447	- 8	- 382.953
Nettobuchwerte 31.12.2020	485.323	152.024	85.030	167.820	890.196
Nettobuchwerte Nutzungsrechte per 31.12.2020	67.957	1.344	11.729	0	81.030
Gesamtbuchwert Sachanlagen per 31.12.2020	553.280	153.368	96.759	167.820	971.227

Die Position Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei Vorliegen von Anzeichen auf eine Wertminderung wird ein Wertminderungstest durchgeführt. Die Abschreibungen werden im Konzernabschluss nach der linearen Methode vorgenommen.

Für die Abschreibungen im Sachanlagevermögen werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Gebäude	15 bis 50 Jahre
Maschinen	5 bis 15 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 13 Jahre

Die Abschreibungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend der Nutzung der Vermögenswerte in den Kosten der umgesetzten Leistungen, den Vertriebskosten, den Forschungs- und Entwicklungskosten, den Verwaltungskosten sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Fremdkapitalkosten werden im Zeitpunkt ihres Anfalls aufwandswirksam erfasst, sofern sie nicht direkt dem Erwerb, dem Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden können und deshalb zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieses Vermögenswerts gehören. Ein qualifizierter Vermögenswert liegt vor, wenn ein beträchtlicher Zeitraum (6 bzw. 12 Monate) erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtigten gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen.

Zuwendungen für Vermögenswerte werden grundsätzlich von den Anschaffungskosten des Vermögenswertes aktivisch abgesetzt.

17. Leasingverhältnisse

Seit 2019 erfolgt die Leasingbilanzierung gemäß IFRS 16, Leasingverhältnisse. Ein Leasingverhältnis liegt vor, wenn ein Vertrag dazu berechtigt, die Nutzung eines identifizierten Vermögenswertes gegen Zahlung eines Entgeltes für einen bestimmten Zeitraum zu kontrollieren. Für die Finanzierung des Sartorius Konzerns ist Leasing nicht von besonderer Bedeutung. So wurden in der Vergangenheit große eigene Investitionen in die Standorte des Konzerns vorgenommen. Im Vordergrund stehen bei Leasingverhältnissen daher regelmäßig praktische Überlegungen, beispielsweise mit Blick auf das Management von IT Hardware oder des Fuhrparks. Entsprechend stellen Leasingverträge über IT-Ausstattung sowie Fahrzeuge den Großteil der im Konzern vorliegenden Leasingverhältnisse dar. Die Laufzeiten dieser Leasingverträge sind regelmäßig fixiert und liegen typischerweise bei drei bis fünf Jahren.

Überdies bestehen an einigen Standorten Mietverträge über Gebäude, welche vom lokalen Management verhandelt und dezentral verwaltet werden. Diese Verträge können z. T. Verlängerungsoptionen enthalten, welche ab dem Zeitpunkt bei der Bestimmung der Leasingdauer berücksichtigt werden, ab dem der Konzern hinreichend sicher von deren Ausübung ausgeht. Der Konzern betätigt sich nicht in wesentlichem Umfang als Leasinggeber.

IFRS 16 enthält ein einheitliches Rechnungslegungsmodell, wonach Leasingverhältnisse grundsätzlich in der Bilanz des Leasingnehmers zu erfassen sind. Ein Leasingnehmer erfasst ein Nutzungsrecht (right-of-use asset) sowie eine Schuld aus dem Leasingverhältnis, die seine Verpflichtung zu Leasingzahlungen darstellt.

Der Konzern wendet die Erleichterungsmöglichkeiten des Standards für kurzfristige Leasingverhältnisse sowie Leasingverhältnisse über geringwertige Vermögenswerte an und erfasst die Leasingzahlungen für diese Verträge aufwandswirksam grundsätzlich linear über den Vertragszeitraum. Für diese Leasingverhältnisse werden somit keine Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechte bilanziert. Für etwaige konzerninterne

Leasingverhältnisse wird auf die Erfassung von Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16 verzichtet. Überdies wendet der Konzern den Standard nicht auf Leasingverhältnisse über immaterielle Vermögenswerte an.

Der Konzern weist die Nutzungsrechte entsprechend den zugrunde liegenden Vermögenswerten in der Bilanz unter den Sachanlagen aus. Die Nutzungsrechte werden zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger Abschreibungen sowie etwaiger Wertminderungen angesetzt. Die Anschaffungskosten entsprechen dem Barwert der künftigen Leasingzahlungen zuzüglich etwaiger Zahlungen, die bereits bei oder vor Beginn des Leasingverhältnisses gezahlt wurden, sowie etwaiger anfänglicher direkter Kosten (Abschlusskosten) und Kosten für die Wiederherstellung oder Demontage des Leasingobjekts. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich über den Leasingzeitraum. Wenn der Übergang des Eigentums am Ende des Leasingzeitraums vorgesehen ist, wird auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Leasingobjekts abgestellt. Die Abschreibungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung den Funktionskosten zugeordnet.

Der Bilanzausweis der Leasingverbindlichkeiten erfolgt separat. Leasingverbindlichkeiten werden erstmalig zum Barwert der künftigen Leasingzahlungen angesetzt. Die Leasingzahlungen umfassen grundsätzlich nicht den auf Nichtleasingkomponenten entfallenden Anteil des vertraglich vereinbarten Entgelts. Die Diskontierung erfolgt in der Regel mit dem jeweils anwendbaren Grenzfremdkapitalzinssatz des Konzerns. In der Folge wird der Buchwert der Verbindlichkeiten aufgezinst und erfolgsneutral um die geleisteten Leasingzahlungen gemindert. Die Aufzinsung wird aufwandswirksam im Finanzergebnis ausgewiesen. Soweit zahlungswirksam erfolgt der Ausweis in der Kapitalflussrechnung gemeinsam mit den „Auszahlungen für Zinsen“ im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

Zum 31. Dezember 2020 betragen die Leasingverbindlichkeiten insgesamt 85 Mio. € (Vorjahr: 77 Mio. €). Die Fälligkeiten der Leasingverbindlichkeiten sind in Abschnitt 38 dargestellt. Die Zusammensetzung der in den Sachanlagen zum 31. Dezember 2020 sowie im Vorjahr enthaltenen Nutzungsrechte sowie die wesentlichen Veränderungen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt.

in T€	Grundstücke und Gebäude	Technische Anlagen und Maschinen	Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere Anlagen	Summe
Bruttobuchwerte 01.01.2019	63.899	2.538	10.450	76.887
Währungsumrechnung	851	21	82	954
Zugänge aus Akquisitionen	3.661	0	247	3.908
Zugänge	13.450	889	7.998	22.337
Abgänge	- 1.585	- 600	- 3.273	- 5.458
Umbuchungen	- 389	224	174	9
Bruttobuchwerte 31.12.2019	79.887	3.072	15.677	98.637
Abschreibungen 01.01.2019	- 6.417	- 380	- 2.162	- 8.959
Währungsumrechnung	- 119	- 3	- 5	- 127
Abschreibungen und Wertminderungen 2019	- 12.076	- 891	- 5.294	- 18.261
Abgänge	906	600	2.240	3.746
Umbuchungen	152	- 224	- 76	- 149
Abschreibungen 31.12.2019	- 17.554	- 899	- 5.298	- 23.751
Nettobuchwerte 31.12.2019	62.334	2.174	10.379	74.886

in T€	Grundstücke und Gebäude	Technische Anlagen und Maschinen	Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere Anlagen	Summe
Bruttobuchwerte 01.01.2020	79.887	3.072	15.677	98.637
Währungsumrechnung	- 3.818	- 31	- 284	- 4.133
Zugänge aus Akquisitionen	5.682	0	0	5.682
Zugänge	17.552	180	8.645	26.377
Abgänge	- 700	- 12	- 2.466	- 3.178
Umbuchungen	0	- 107	57	- 49
Bruttobuchwerte 31.12.2020	98.603	3.102	21.630	123.335
Abschreibungen 01.01.2020	- 17.554	- 899	- 5.298	- 23.751
Währungsumrechnung	934	17	130	1.081
Abschreibungen und Wertminderungen 2020	- 14.690	- 882	- 5.908	- 21.480
Abgänge	663	0	1.145	1.809
Umbuchungen	0	5	30	36
Abschreibungen 31.12.2020	- 30.646	- 1.758	- 9.901	- 42.305
Nettobuchwerte 31.12.2020	67.957	1.344	11.729	81.030

Die im Finanzergebnis ausgewiesenen Zinsaufwendungen, die gesamten Auszahlungen für die bestehenden Leasingverhältnisse sowie die für die von den Anwendungserleichterungen betroffenen Leasingverhältnisse in der Berichtsperiode angefallenen Aufwendungen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. Es ergaben sich keine wesentlichen Aufwendungen aufgrund variabler Leasingzahlungen in der Berichtsperiode.

in T€	2020	2019
Zinsaufwendungen für Leasingverhältnisse	2.710	2.497
Aufwendungen für kurzfristige Leasingverhältnisse	2.468	4.054
Aufwendungen für Leasingverhältnisse über geringwertige Vermögenswerte	5.111	2.917
Gesamtauszahlungen für Leasingverhältnisse	30.018	27.297

18. Latente Steuern

in T€	Aktive latente Steuern		Passive latente Steuern	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	812	313	142.858	93.411
Sachanlagen	0	0	14.552	9.466
Vorräte	17.677	13.955	0	0
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	4.730	3.553	0	0
Rückstellungen	16.808	12.264	0	0
Verbindlichkeiten	17.903	7.492	0	6.828
Bruttobetrag	57.929	37.577	157.410	109.705
Steuerliche Verlustvorträge	12.697	6.883	0	0
Zinsvorträge	770	2.674	0	0
Steuer auf thesaurierte Gewinne von Tochterunternehmen	0	0	2.850	2.350
Saldierungen	- 26.376	- 21.367	- 26.376	- 21.367
	45.022	25.767	133.885	90.688

Aktive und passive latente Steuern werden auf Basis von temporären Unterschieden zwischen den bilanziellen und steuerlichen Wertansätzen einschließlich Unterschieden aus der Konsolidierung bewertet. Ferner werden Verlustvorträge und Steuergutschriften berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt anhand der Steuersätze, deren Gültigkeit für die Periode, in der ein Vermögenswert realisiert oder eine Schuld erfüllt wird, zu erwarten ist. Die Veränderung der aktiven und passiven latenten Steuern spiegelt sich in den Ertragsteuern in der Gewinn- und Verlustrechnung wider. Eine Ausnahme hiervon stellen die im sonstigen Ergebnis erfolgsneutral direkt im Eigenkapital vorzunehmenden Veränderungen sowie Auswirkungen aus Akquisitionen und Währungseffekte dar.

Grundsätzlich werden die Steuersätze und -vorschriften zugrunde gelegt, die zum Bilanzstichtag gültig oder angekündigt sind. Aktive latente Steuern werden in dem Umfang erfasst, in dem zu versteuerndes Einkommen auf Ebene der relevanten Finanzbehörde für die Nutzung der abzugsfähigen temporären Differenzen oder Verlustvorträge zur Verfügung stehen wird.

Aktive latente Steuern

Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge in Höhe von rund 175 Mio.€ (Vorjahr: rund 142 Mio.€). Für die deutschen Gesellschaften wurde der Mittelwert aus körperschaftsteuerlichem und gewerbesteuerlichem Verlustvortrag berücksichtigt. Ein latenter Steueranspruch wurde für rund 50 Mio.€ (Vorjahr: rund 30 Mio.€) dieser Verluste erfasst. Hinsichtlich der verbleibenden Verlustvorträge wurde aufgrund der mangelnden Vorhersehbarkeit zukünftiger Gewinne kein latenter Steueranspruch berücksichtigt. Von den nicht nutzbaren Verlustvorträgen sind 9,1 Mio.€ (Vorjahr: 12,6 Mio.€) zeitlich befristet vortragbar, davon verfallen in den nächsten 5 Jahren Verluste in Höhe von 9,1 Mio.€ (Vorjahr: 12,6 Mio.€).

In Höhe von ca. 2 Mio.€ (Vorjahr: ca. 1 Mio.€) beziehen sich die aktivierten latenten Steueransprüche auf Unternehmen, die in diesem oder dem vorherigen Geschäftsjahr Verluste erzielt haben. Eine Aktivierung wurde vorgenommen, soweit davon ausgegangen wird, dass in der Zukunft zu versteuernde Ergebnisse verfügbar sein werden, gegen die die aktivierten Verlustvorträge und temporären Differenzen verrechnet werden können.

Des Weiteren verfügt der Konzern über nicht genutzte Zinsvorräte in Höhe von 6 Mio. € (Vorjahr: 11 Mio. €). Für diese Vorräte wurde ein latenter Steueranspruch in Höhe von Mio. 0,8 € berücksichtigt (Vorjahr: 2,7 Mio. €).

Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten beziehen sich im Wesentlichen auf im Rahmen von Unternehmenserwerben bezogene Vermögenswerte und entfallen daher primär auf Kundenbeziehungen und Technologien.

Für temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen an Tochterunternehmen in Höhe von 1.462 Mio. € (Vorjahr: 1.017 Mio. €) wurden keine passiven latenten Steuern bilanziert, da eine Realisierung nicht absehbar bzw. nicht geplant ist. Bei Ausschüttung einbehaltener Gewinne würden diese zu 5% der deutschen Besteuerung zu unterwerfen sein; ggf. würden zusätzlich ausländische Quellensteuern anfallen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde wie in den Vorjahren der steuerliche Effekt aus der Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten, die gemäß den Regeln des IFRS 9 zum Hedge Accounting außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wurden, und die latenten Steueransprüche aus der Verrechnung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste im sonstigen Ergebnis berücksichtigt. Ebenso wurde der Betrag der Ertragsteuern, der auf Nettoinvestitionen in einen ausländischen Geschäftsbetrieb entfällt, im sonstigen Ergebnis verrechnet. Die im sonstigen Ergebnis erfassten Ertragsteuern sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

in T€	2020	2019
Cashflow Hedges	- 3.654	1.055
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen	97	3.329
Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb	12.404	- 1.998
Gesamt	8.847	2.386

Die Veränderung der aktiven und passiven latenten Steuern in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 stellt sich wie folgt dar:

in T€	Aktive latente Steuern	Passive latente Steuern
Stand zum 01.01.2019	20.606	83.684
Währungsumrechnung	- 22	980
Änderung Konsolidierungskreis	514	6.714
erfolgswirksam in 2019	2.687	- 285
im sonstigen Ergebnis erfasst	1.981	- 405
Stand zum 31.12.2019	25.767	90.688

in T€	Aktive latente Steuern	Passive latente Steuern
Stand zum 01.01.2020	25.767	90.688
Währungsumrechnung	- 1.274	- 3.057
Änderung Konsolidierungskreis	41	59.540
erfolgswirksam in 2020	12.616	- 12.309
im sonstigen Ergebnis erfasst	7.871	- 976
Stand zum 31.12.2020	45.021	133.885

19. Vorräte

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156.913	115.553
Unfertige Erzeugnisse	159.867	119.608
Fertige Erzeugnisse und Waren	234.932	174.170
Geleistete Anzahlungen	6.843	3.346
	558.556	412.676

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Bruttowert Vorräte	595.890	438.144
Abwertungen	- 37.334	- 25.468
Nettowert Vorräte	558.556	412.676

Unter den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren zu durchschnittlichen Anschaffungskosten angesetzt. Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse sind grundsätzlich zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den direkt zurechenbaren Kosten auch angemessene Teile der Fertigungs-, Material- und Verwaltungsgemeinkosten sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens, soweit diese durch die Fertigung veranlasst sind.

Die Vorräte sind zu dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert anzusetzen. Der Nettoveräußerungswert stellt den geschätzten Verkaufspreis abzüglich aller geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung sowie der direkten Kosten für Verkauf und Vertrieb dar. Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer sowie geminderter Verwendbarkeit ergeben, werden durch Wertabschläge berücksichtigt.

20. Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Sartorius AG ist eingeteilt in 37.440.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien und 37.440.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von je 1,00 €. Die Inhaber von Vorzugsaktien erhalten aus dem jährlichen Bilanzgewinn einen erhöhten Gewinnanteil (Mehrdividende) von 0,01 € je Vorzugsaktie, mindestens jedoch einen Gewinnanteil (Mindestdividende) in Höhe von 0,02 € je Vorzugsaktie. Alle Aktien sind voll eingezahlt.

Die Sartorius AG hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Juni 2000 eigene Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu Anschaffungskosten von 16.082 T€ erworben. Die eigenen Aktien wurden gem. IAS 32 vom Grundkapital und der Kapitalrücklage abgesetzt.

Die Aktien werden insbesondere als Akquisitionswährung für zukünftige Unternehmenserwerbe gehalten. Insgesamt wurden vom 27. Oktober 2000 bis zum Bilanzstichtag 831.944 Stammaktien zu einem Durchschnittskurs von 11,27 € und 840.983 Vorzugsaktien zu einem Durchschnittskurs von 7,98 € erworben. Im Dezember 2015 wurden gem. der Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2014 25.000 Stammaktien und 25.000 Vorzugsaktien an den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Joachim Kreuzburg, ausgegeben. Im November 2020 wurden gem. der Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2019 13.785 Stammaktien und 13.785 Vorzugsaktien an den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Joachim Kreuzburg, ausgegeben.

Nach dem in 2016 erfolgten Aktiensplit verbleiben 3.213.991 Stammaktien und 3.250.147 Vorzugsaktien und damit ein Anteil von 6.464 T€ (8,6 %) als eigene Anteile am Grundkapital.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine eigenen Aktien erworben.

21. Rücklagen

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage enthält die in den Vorjahren bei der Ausgabe von Aktien durch die Sartorius AG über den Nennbetrag hinaus erzielten Beträge. Im Rahmen des Aktiensplits wurde ein Betrag von 51.291 T€ von der Kapitalrücklage ins Gezeichnete Kapital umgegliedert.

Durch den zu verrechnenden Personalaufwand im Rahmen der anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung mit Herrn Dr. Kreuzburg hat sich die Kapitalrücklage im Geschäftsjahr 2020 um 1.296 T€ (Vorjahr: 530 T€) erhöht.

Hedgingrücklage

In die Hedgingrücklage werden Beträge eingestellt, die im Rahmen einer effektiven Sicherungsbeziehung im sonstigen Ergebnis erfasst werden. Dies sind insbesondere die Schwankungen im beizulegenden Zeitwert von Währungssicherungsgeschäften sowie die jeweiligen Steuereffekte. Der zum Bilanzstichtag kumuliert ins sonstige Ergebnis eingestellte Wert vor Steuern beträgt 14.362 T€ (Vorjahr: 2.183 T€).

Pensionsrücklage

Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Versorgungszusagen inkl. der jeweiligen Steuereffekte gehen in die Pensionsrücklage ein. Für weitere Details wird auf Abschnitt 23 verwiesen.

22. Nicht beherrschende Anteile

Die nicht beherrschenden Anteile im Sartorius Konzern entfallen ganz überwiegend auf den Sartorius Stedim Biotech Teilkonzern mit Hauptsitz in Aubagne (Frankreich), an dem ca. 74% der Kapitalanteile und 85% der Stimmrechte gehalten werden. Im Geschäftsjahr 2020 wurden im Zuge des Erwerbs der Gesellschaft BIA Separations 405.887 Aktien an der Sartorius Stedim Biotech S.A. an die Veräußerer übertragen (vgl. dazu Abschnitt 8). Weitere Beträge entfallen auf die folgenden Tochtergesellschaften:

- Sartorius Korea Biotech, Seoul, Südkorea (Kapitalanteil 69%)
- Sartorius Thailand, Bangkok (33%)
- Biological Industries, Kibbutz Beit Haemek, Israel (70%)

Der Anteil an Biological Industries wurde im Geschäftsjahr 2020 um weitere 20% von gut 50% auf gut 70% aufgestockt. Im Gegenzug für den Erwerb der 20% an Biological Industries wurde den Inhabern der nicht beherrschenden Anteile ein Betrag in Höhe von etwa 22,5 Mio. € gezahlt. Die für die Put Option der nicht beherrschenden Anteile bilanzierte Verbindlichkeit in Höhe von 19,8 Mio. € wurde in die Gewinnrücklagen umgegliedert. Die Auswirkungen auf die nicht beherrschenden Anteile sowie das den Anteilseignern des Konzerns zuzurechnende Eigenkapital sind in der Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt. Die Konsolidierung der Gesellschaft Sartorius Thailand erfolgt aufgrund von vertraglichen Gestaltungen, die die Beherrschung sicherstellen.

in T€	2020	2019
Kumulierte nicht beherrschende Anteile per 31.12.		
Sartorius Stedim Biotech	332.907	254.021
Sonstige	21.686	28.805
	354.593	282.826
Den nicht beherrschenden Gesellschaftern zugeordneter Gewinn oder Verlust		
Sartorius Stedim Biotech	93.685	60.361
Sonstige	1.513	1.544
	95.198	61.905
Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter		
Sartorius Stedim Biotech	8.068	13.526
Sonstige	792	1.335
	8.860	14.861

Die folgenden zusammengefassten Finanzinformationen beziehen sich auf die Sartorius Stedim Biotech Gruppe:

Verkürzte Bilanz

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Langfristige Vermögenswerte	2.194.120	1.209.134
Kurzfristige Vermögenswerte	875.216	636.229
	3.069.336	1.845.362
Eigenkapital	1.482.917	1.188.883
Langfristiges Fremdkapital	1.018.726	228.117
Kurzfristiges Fremdkapital	567.693	428.363
	3.069.336	1.845.362

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung sowie Gesamtergebnisrechnung

in T€	2020	2019
Umsatzerlöse	1.910.081	1.440.570
Ergebnis vor Steuern	482.630	317.419
Ertragsteuern	- 122.114	- 81.383
Jahresüberschuss	360.516	236.036
Sonstiges Ergebnis nach Steuern	- 30.927	1.303
Gesamtergebnis	329.589	237.339

Verkürzte Kapitalflussrechnung

in T€	2020	2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	416.878	310.130
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 621.116	- 184.373
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	234.066	- 122.160
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.829	3.597
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	28.166	23.975
Veränderung aus der Währungsumrechnung	1.767	593
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Endbestand	59.762	28.166

23. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Bilanzierung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ähnliche Verpflichtungen erfolgt gem. IAS 19, Leistungen an Arbeitnehmer, nach der Projected-Unit-Credit-Methode. Nach diesem Anwartschafts-Barwertverfahren werden neben bekannten Renten und Anwartschaften auch künftige Gehalts- und Rentensteigerungen in die Berechnung einbezogen.

Beitragsorientierte Pläne

Bei den meisten Gesellschaften im Konzern bestehen beitragsorientierte Versorgungspläne, häufig in Form von staatlichen Rentenversicherungen. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Betrag von 36,7 Mio. € (Vorjahr: 32,0 Mio. €) für beitragsorientierte Pläne erfasst.

Leistungsorientierte Pläne

Die Bilanzierung von leistungsorientierten Versorgungsplänen im Konzernabschluss der Sartorius AG erfolgt nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Sämtliche Neubewertungen der Nettoverpflichtung werden gemäß IAS 19 im sonstigen Ergebnis erfasst. Die in die Pensionsrücklage eingestellten versicherungsmathematischen Verluste, die im Wesentlichen aus Änderungen des Diskontierungszinssatzes resultieren, betragen insgesamt - 44.507 T€ (Vorjahr: - 39.646 T€).

Ein Betrag von 60.947 T€ (Vorjahr: 59.512 T€) des Nettowerts der Pensionsverpflichtungen entfällt auf Deutschland. Diese Verpflichtungen basieren auf direkten Leistungszusagen an Arbeitnehmer. Nach diesen Zusagen erhalten die Mitarbeiter Zuwendungen für jedes geleistete Dienstjahr in der jeweiligen Gesellschaft. Die Verpflichtungen sind üblicherweise nicht über einen Fonds finanziert. Ein wesentlicher Teil der Pensionsrückstellungen für leistungsorientierte Versorgungspläne bezieht sich auf die Sartorius AG. Die bilanzierten Verpflichtungen betreffen hier zum einen die Allgemeine Versorgungsordnung in Bezug auf Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 1983 begonnen hatte. Zum anderen bestehen Einzelzusagen an aktive und ehemalige Vorstandsmitglieder sowie leitende Angestellte.

Der Bewertung der Pensionsverpflichtungen der deutschen Konzerngesellschaften liegen folgende versicherungsmathematische Annahmen zugrunde:

	2020	2019
Abzinsungssatz	0,45%	0,89%
Erwartete Gehaltssteigerungsrate	3,00%	3,00%
Zukünftige Rentenerhöhungen	2,00%	2,00%

Die angenommenen Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für erstrangige Industriefinanzen mit entsprechender Laufzeit und in entsprechender Währung gezahlt wurden. Sofern entsprechend langfristige Industriefinanzen nicht oder in unzureichendem Ausmaß vorhanden sind, wird der laufzeitkongruente Zinssatz durch Extrapolation ermittelt.

Im Hinblick auf die Annahmen zur Sterblichkeit und Invalidität wurden die Richttafeln (RT) 2018 G von Klaus Heubeck verwendet.

Bei den französischen Gesellschaften kamen folgende Parameter zur Anwendung:

	2020	2019
Abzinsungssatz	0,50%	0,70%
Erwartete Gehaltssteigerungsrate	2,00%	2,00%
Zukünftige Rentenerhöhungen	2,00%	2,00%

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung erfassten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2020	2019
Dienstzeitaufwand	1.985	2.147
Nettozinsaufwand	570	1.093
In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Aufwendungen für leistungsorientierte Pläne	2.555	3.240
Erträge aus Planvermögen (ohne Zinsen)	- 58	- 12
Versicherungsmathematische Gewinne Verluste	5.000	11.638
Bestandteile der Aufwendungen für leistungsorientierte Pläne, die im sonstigen Ergebnis erfasst werden	4.942	11.626
Gesamtaufwendungen für leistungsorientierte Pläne	7.497	14.867

Der laufende Dienstzeitaufwand wird entsprechend der funktionalen Zuordnung der Mitarbeiter in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Der Nettowert bzw. der Barwert der dotierten Verpflichtungen hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Barwert dotierter Verpflichtungen	98.421	91.369
Zeitwert des Planvermögens	18.052	14.818
Nettowert der Pensionsverpflichtungen	80.368	76.552

Anwartschaftsbarwert

in T€	2020	2019
Barwert dotierter Verpflichtungen zum 1. Januar	91.369	76.658
Laufender Leistungsaufwand	2.705	2.541
Nachträglicher Dienstzeitaufwand	- 720	- 394
Zinsaufwand	697	1.268
Versicherungsmathematische Gewinne Verluste	5.001	11.621
Währungsdifferenzen	- 205	450
Rentenzahlungen im Geschäftsjahr	- 4.044	- 2.764
Beiträge des Arbeitgebers	260	290
Beiträge der Arbeitnehmer	449	357
Änderung Konsolidierungskreis	513	0
Beiträge der Planteilnehmer	1.949	1.286
Sonstige Veränderungen	446	56
Barwert dotierter Pensionsverpflichtungen zum 31.12.	98.421	91.369

Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste im Buchwert des Anwartschaftsbarwertes setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2020	2019
Erfahrungsbedingte Anpassungen	1.498	616
Veränderungen der demografischen Annahmen	171	- 486
Veränderungen der finanziellen Annahmen	3.332	11.491
Total	5.001	11.621

Planvermögen

in T€	2020	2019
Planvermögen zum 01.01.	14.818	11.935
Zinserträge	128	175
Erträge aus Planvermögen (ohne Zinsen)	58	12
Versicherungsmathematische Gewinne Verluste	1	- 17
Beiträge und Zahlungen des Konzerns	- 1.724	- 946
Beiträge der Arbeitnehmer	449	357
Währungsdifferenzen	- 100	283
Beiträge des Arbeitgebers	2.066	1.734
Beiträge der Planteilnehmer	1.949	1.286
Sonstige Veränderungen	408	0
Planvermögen zum 31.12.	18.052	14.818

Zusammensetzung des Planvermögens

Das Planvermögen besteht im Wesentlichen aus Versicherungsverträgen bei Versicherungsgesellschaften in Deutschland und der Schweiz. Ein Betrag von 6,2 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €) wird bei Tochtergesellschaften in Südkorea bei lokalen Banken als Einlage gehalten.

Risiken

Aus den leistungsorientierten Versorgungsplänen ergeben sich keine signifikanten plan- oder unternehmensspezifischen Risiken. Aufgrund der eher geringen Abdeckung der Verpflichtung durch Planvermögen entstehen dem Grunde nach Liquiditätsrisiken, die aber der Höhe nach für den Konzern nicht wesentlich sind.

Sensitivitätsanalyse

Eine Veränderung der versicherungsmathematischen Annahmen hätte folgende Auswirkungen auf den Barwert der dotierten Verpflichtungen zum 31.12.2020 (ein positives Vorzeichen bedeutet eine Zunahme der Verpflichtung):

Demografische Annahmen

Veränderungen der Lebenserwartung	- 1 Jahr	+1 Jahr
Auswirkung	- 4.000	4.106

Finanzielle Annahmen

Veränderungen des Abzinsungssatzes	- 100 bps	+100 bps
Auswirkung	15.018	- 12.431
Veränderungen des Gehaltstrends	- 50 bps	+50 bps
Auswirkung	- 2.983	3.208
Veränderungen des Pensionstrends	- 25 bps	+25 bps
Auswirkung	- 3.229	3.382

Barwert der dotierten Verpflichtungen zum 31.12.2019:

Demografische Annahmen

Veränderungen der Lebenserwartung	- 1 Jahr	+1 Jahr
Auswirkung	- 3.730	3.823

Finanzielle Annahmen

Veränderungen des Abzinsungssatzes	- 100 bps	+100 bps
Auswirkung	13.684	- 11.507
Veränderungen des Gehaltstrends	- 50 bps	+50 bps
Auswirkung	- 2.325	2.500
Veränderungen des Pensionstrends	- 25 bps	+25 bps
Auswirkung	- 3.046	3.191

Die vorstehende Sensitivitätsanalyse wird nicht uneingeschränkt repräsentativ für die tatsächliche Veränderung der leistungsorientierten Verpflichtung sein, da es als unwahrscheinlich anzusehen ist, dass Abweichungen von den getroffenen Annahmen isoliert und unabhängig voneinander auftreten. Des Weiteren wurde der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung nach derselben Methode abgeleitet wie bei der Erfassung in der Bilanz (projected unit credit method; Verfahren der laufenden Einmalprämien).

Fälligkeitsanalyse

Die undiskontierten Zahlungsströme aus leistungsorientierten Verpflichtungen stellen sich nach Fälligkeiten wie folgt dar:

in T€	31.12.2020	31.12.2019
<1 Jahr	4.302	3.373
1-5 Jahre	15.388	14.918
6-10 Jahre	23.976	21.998
>10 Jahre	119.595	120.038

Die durchschnittliche gewichtete Duration der Verpflichtungen beträgt 16,4 Jahre (Vorjahr: 16,7 Jahre).

Für das Geschäftsjahr 2021 werden Zahlungen für leistungsorientierte Zusagen in Höhe von 5,2 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) erwartet. Diese umfassen die Dotierung des Planvermögens sowie Rentenzahlungen.

24. Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine rechtliche oder faktische Verpflichtung gegenüber Dritten besteht und wenn der Ressourcenabfluss wahrscheinlich und die voraussichtliche Verpflichtung zuverlässig schätzbar sind. Der für eine Rückstellung angesetzte Betrag stellt den bestmöglichen Schätzwert der Verpflichtung am Bilanzstichtag dar.

Restrukturierungsrückstellungen werden im Zusammenhang mit Maßnahmen gebildet, die den Umfang oder die Art der Ausführung der Geschäftstätigkeit eines Segments oder einer Geschäftseinheit wesentlich verändern. In den überwiegenden Fällen bedingen diese Maßnahmen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kündigung von Arbeits- oder Leasingverhältnissen sowie Ausgleichsleistungen an Händler und Lieferanten. Angesetzt werden Restrukturierungsrückstellungen, wenn mit der Umsetzung eines detaillierten und formellen Plans begonnen oder dieser bereits kommuniziert wurde.

Langfristige Rückstellungen

in T€	Altersteilzeit	Übrige	Gesamt
Stand zum 01.01.2019	4.087	3.732	7.820
Währungsumrechnung	5	74	79
Verbrauch	- 2.007	- 351	- 2.358
Auflösung Verwendung	0	- 84	- 84
Zuführung	2.247	734	2.980
Stand zum 31.12.2019	4.332	4.105	8.437

in T€	Altersteilzeit	Übrige	Gesamt
Stand zum 01.01.2020	4.332	4.105	8.437
Änderung Konsolidierungskreis	0	2.744	2.744
Währungsumrechnung	- 5	- 89	- 94
Verbrauch	- 2.083	- 192	- 2.275
Umgliederungen	0	0	0
Auflösung Verwendung	- 4	- 179	- 183
Zuführung	2.833	406	3.239
Stand zum 31.12.2020	5.073	6.795	11.868

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen und für Dienstjubiläen, die im Allgemeinen nur bei deutschen Gesellschaften existieren. Bei der Altersteilzeit handelt es sich um Vereinbarungen mit älteren Arbeitnehmern, die unmittelbar vor dem Eintritt in den Ruhestand für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren in ein Teilzeitmodell eintreten, das von Unternehmensseite finanziell unterstützt wird.

Bei diesen Verpflichtungen handelt es sich gem. IAS 19 um Aufwendungen im Zusammenhang mit Abfindungen, die über die verbleibende aktive Arbeitszeit des Arbeitnehmers zu verteilen sind. Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste sowie nachzuerrechnender Dienstzeitaufwand sind in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen.

Die Jubiläumswendungen werden im Allgemeinen bei einer Betriebszugehörigkeit von 20, 25, 30 und 40 Jahren gewährt und umfassen zusätzlichen Sonderurlaub sowie kleinere Geldzuwendungen.

Langfristige Rückstellungen werden mit ihrem Barwert zum Bilanzstichtag angesetzt. Der Diskontierungszinssatz für Altersteilzeit beträgt -0,3% (Vorjahr: 0,0%), für Jubiläumswendungen 0,28% (Vorjahr: 0,54%). Die Effekte aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen sowie der Auswirkungen aus Änderungen im Zinssatz waren in 2019 und 2020 insgesamt unwesentlich.

Kurzfristige Rückstellungen

in T€	Gewährleistungen	Übrige	Gesamt
Stand zum 01.01.2019	8.284	7.976	16.260
Währungsumrechnung	79	18	97
Änderung Konsolidierungskreis	0	0	0
Verbrauch	- 631	- 1.791	- 2.422
Auflösung	- 3.204	- 3.125	- 6.329
Zuführung	3.027	4.790	7.817
Stand zum 31.12.2019	7.555	7.867	15.422

in T€	Gewährleistungen	Übrige	Gesamt
Stand zum 01.01.2020	7.555	7.867	15.422
Währungsumrechnung	- 322	- 46	- 367
Änderung Konsolidierungskreis	696	1.400	2.096
Verbrauch	- 330	- 809	- 1.140
Auflösung	- 1.748	- 1.748	- 3.496
Zuführung	7.334	9.654	16.988
Stand zum 31.12.2020	13.186	16.318	29.504

Die Rückstellungen für Gewährleistungen umfassen im Wesentlichen Ersatzlieferungen und Reparaturen. Die Bildung erfolgt für Einzelrisiken, sofern der Eintritt wahrscheinlicher ist als der Nicht-Eintritt sowie für generelle Gewährleistungsrisiken auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit.

Die übrigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, ungewisse Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern sowie Rückstellungen für Zinsen im Zusammenhang mit Steuerrisiken.

25. Sonstige Verbindlichkeiten

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Steuern und Sozialversicherung	36.075	26.966
Sonstige	46.607	30.284
Sonstige Verbindlichkeiten	82.682	57.249

Finanzinstrumente | Finanzielle Risiken

Finanzinstrumente sind Verträge, die bei einem Vertragspartner zur Entstehung eines finanziellen Vermögenswerts und beim anderen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führen und werden zum Handelstag erfasst. Die folgenden Abschnitte geben einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für Sartorius und liefern zusätzliche Informationen über die Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Finanzielle Vermögenswerte umfassen hauptsächlich flüssige Mittel, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Darlehen und derivative Finanzinstrumente mit positivem beizulegendem Zeitwert.

Die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns bestehen vorwiegend aus Bankkrediten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen und aus derivativen Finanzinstrumenten mit negativem beizulegendem Zeitwert. Überdies bestehen wesentliche finanzielle Verbindlichkeiten aufgrund bedingten Gegenleistungen i. S. d. IFRS 3. Mit Ausnahme der derivativen Finanzverbindlichkeiten und bedingten Gegenleistungen werden die finanziellen Verbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

26. Finanzinstrumente: Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

IFRS 9, Finanzinstrumente enthält Regeln zur Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten, darunter ein Modell der erwarteten Kreditausfälle zur Berechnung der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten sowie Bilanzierungsvorschriften für Sicherungsgeschäfte. Der Standard umfasst auch Vorschriften zur Erfassung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten.

Der Ansatz zur Klassifizierung und Bewertung für finanzielle Vermögenswerte gemäß IFRS 9 spiegelt das Geschäftsmodell (held-to-collect, held-to-collect-and-sell, other), in dessen Rahmen die Vermögenswerte gehalten werden, sowie die Eigenschaften ihrer Cash-flows (solely payments of principal and interest; sog. SPPI Kriterium) wider. In der Berichtsperiode erfolgten keine Umklassifizierungen von Finanzinstrumenten.

Für die Ermittlung von Wertminderungen enthält IFRS 9 ein Modell der Berücksichtigung erwarteter Verluste (expected loss model). Finanzielle Vermögenswerte gelten grundsätzlich als wertgemindert, sofern die volle Einbringlichkeit aufgrund objektiver Indizien zweifelhaft erscheint. Im Sartorius Konzern kommt insbesondere der vereinfachte Wertminderungsansatz für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Tragen.

Neben den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellen zum Stichtag 31. Dezember 2020 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit Blick auf die Konzernbilanz die bedeutsamsten finanziellen Vermögenswerte dar. Eine Wertminderung unterbleibt aus Wesentlichkeitsgründen. Wie im Vorjahr ergibt sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 für die übrigen zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte angesichts der unwesentlichen historischen Kreditausfälle keine zu erfassende Wertminderung für die erwarteten Ausfälle in den nächsten 12 Monaten.

Sogenannte derivative Finanzinstrumente bzw. Derivate, wie beispielsweise Devisentermingeschäfte, werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert. Dabei werden für die Bewertung der Derivate, die unter Anwendung anerkannter mathematischer Verfahren ermittelten Zeitwerte angesetzt. Diese basieren auf den zum jeweiligen Berechnungszeitpunkt vorliegenden Marktdaten. Die Instrumente, die nicht als Sicherungsinstrumente designiert sind und für die kein Hedge Accounting angewendet wird, stuft das Unternehmen als zu Handelszwecken gehalten ein. Änderungen der beizulegenden Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten werden entweder erfolgswirksam im Gewinn oder Verlust der Periode oder, bei Sicherungsbeziehungen, im sonstigen Ergebnis erfasst.

Im Rahmen des Hedge Accounting wendet der Konzern die Anforderungen des IFRS 9 an. Der Konzern verwendet Devisentermingeschäfte zur Absicherung der Schwankungen der Zahlungsströme im Zusammenhang mit Änderungen der Wechselkurse aus der Produktveräußerung sowie der Produktionstätigkeit und designiert hierbei lediglich die Kassakomponente der Sicherungsinstrumente.

Finanzielle Vermögenswerte

27. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Der Konzern betrachtet alle hochliquiden Finanzinvestitionen mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten zur Zeit des Erwerbs als Zahlungsmittel (bzw. Zahlungsmitteläquivalente). Diese umfassen hauptsächlich Schecks, Kassenbestände und insbesondere Bankguthaben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten rund 203.435 T€ (Vorjahr: 54.441 T€).

28. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Konzernfremden	306.727	293.647
Aktivischer Saldo aus Fertigungsaufträgen ¹	6.159	8.531
Forderungen an nicht konsolidierte Tochterunternehmen	1.374	537
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	314.260	302.715

¹ Es handelt sich um Vertragsvermögenswerte im Sinne des IFRS 15 (vgl. Abschnitt 9).

Der Buchwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entspricht aufgrund der kurzen Laufzeiten annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert. Die Vertragsvermögenswerte resultieren aus kundenspezifischen Fertigungsaufträgen, welche die Kriterien zur Umsatzrealisierung über die Zeit gemäß IFRS 15 erfüllen (vgl. Abschnitt 9). Der bilanzierte Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 ist in Höhe von rund 121,5 Mio. € (Vorjahr: 37,1 Mio. €) aufgrund eines Forderungsverkaufs vermindert, da im Wesentlichen alle Chancen und Risiken in Verbindung mit den veräußerten Vermögenswerten auf den Käufer übertragen wurden. Insbesondere Forderungsausfallrisiken sowie etwaige Wechselkursrisiken werden vollständig übertragen.

Wertminderungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst. Zur Ermittlung der Wertberichtigungen vgl. Abschnitt 39.

29. Sonstige finanzielle Vermögenswerte

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Derivative Finanzinstrumente	13.428	2.164
Darlehensforderungen an verbundene Unternehmen	12.694	7.045
Andere sonstige finanzielle Vermögenswerte	14.212	12.434
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	40.334	21.643

Der Buchwert der Derivate entspricht den positiven Marktwerten der zur Währungssicherung abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte. Die übrigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte werden zu fortgeführten Anschaffungskosten, abzüglich etwaiger Wertminderungen bewertet, wobei die Effektivzinsmethode angewendet wird.

Finanzielle Verbindlichkeiten

30. Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten

in T€	Bilanzausweis 31.12.2020		Bilanzausweis 31.12.2019	
		davon langfristig		davon langfristig
Finanzverbindlichkeiten	2.001.775	1.826.337	991.094	822.157
Leasingverbindlichkeiten	85.270	65.374	77.365	58.792
	2.087.044	1.891.711	1.068.459	880.949

Eine wesentliche Säule der Finanzierung des Sartorius Konzerns bildet eine im Dezember 2020 abgeschlossene Konsortialkreditlinie in Höhe von 600 Mio. € mit einer Mindestlaufzeit bis 2023, die im Anschluss zweimal um je ein Jahr einvernehmlich verlängert werden kann. Einen weiteren Baustein der Unternehmensfinanzierung stellen verschiedene Schuldscheindarlehen dar, die in den Jahren 2012, 2016, 2017 und 2020 begeben wurden und sich auf ein Gesamtvolumen von ca. 1.320 Mio. € bei Laufzeiten von bis zu 10 Jahren belaufen. Zudem bestehen mehrere kurz- und langfristige Darlehen über insgesamt rund 670 Mio. €.

Diese vornehmlich langfristigen Finanzierungsinstrumente werden um diverse kurzfristige Kreditlinien in Höhe von insgesamt rund 260 Mio. € ergänzt.

31. Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Sonstige Verbindlichkeiten	306.360	56.134
Gesamt	306.360	56.134

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen die Kaufpreisverbindlichkeiten aufgrund der bedingten Gegenleistungen aus den Erwerben von BIA Separations sowie WaterSep BioSeparations (insgesamt 258,8 Mio. €, vgl. hierzu Abschnitt 8). Überdies sind die Verbindlichkeiten im Zusammenhang

mit dem möglichen Erwerb der verbleibenden nicht beherrschenden Anteile von Biological Industries aufgrund der Put Option der Inhaber in Höhe von 35,6 Mio. € sowie die Verbindlichkeit für die sog. Phantom Units im Zusammenhang mit dem Erwerb der AllPure Anteile enthalten (5,0 Mio. €).

Die Bewertung der Verbindlichkeit für AllPure basiert auf den prognostizierten künftigen Umsatzentwicklungen. Bei der Bewertung der Verbindlichkeit wurde angesichts der anhaltend positiven Entwicklung für den verbleibenden Zeitraum weiterhin ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von etwa 20% angenommen. Eine Zunahme (Abnahme) der Umsatzerwartungen um 10% in jedem der folgenden Jahre würde zu einer Erhöhung bzw. Reduzierung des langfristigen Teils der Verbindlichkeit von 0,6 Mio. € führen.

32. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ¹	140.931	84.008
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernfremden	188.782	140.775
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen	1.030	372
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.742	225.155

¹Es handelt sich um Vertragsverbindlichkeiten im Sinne des IFRS 15 (vgl. Abschnitt 9).

33. Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

in T€	31.12.2020	31.12.2019
Derivative Finanzinstrumente	26	1.105
Sonstige	48.680	50.573
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	48.706	51.678

In der Position "Sonstige" ist zum 31. Dezember 2020 der kurzfristige Teil der Verbindlichkeit für den möglichen Erwerb der nicht beherrschenden Anteile von Biological Industries enthalten (5,9 Mio. €). Überdies bestehen zum 31. Dezember 2020 Rückerstattungsverbindlichkeiten i. S. d. IFRS 15 in Höhe von 10.858 T€ (2019: 6.690 T€).

Die im Vorjahr ausgewiesene kurzfristige Verbindlichkeit für den Erwerb weiterer nicht beherrschender Anteile an Biological Industries wurde im Geschäftsjahr 2020 im Zuge des Erwerbs von 20% der Anteile an Biological Industries ausgebucht (vgl. Abschnitt 22).

34. Buchwerte und beizulegende Zeitwerte

Die folgende Tabelle stellt die Buch- und beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstrumente des Konzerns zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 nach IFRS 9 dar.

in T€	Kategorien gem. IFRS 9	Buchwert 31. Dez. 2020	Beizule- gender Zeitwert 31. Dez. 2020	Buchwert zum 31. Dez. 2019	Beizule- gender Zeitwert 31. Dez. 2019
Beteiligungen an nicht-konsolidierten Tochterunternehmen	n/a	15.162	15.162	11.023	11.023
Finanzanlagen	Eigenkapitaltitel zum beizulegenden Zeitwert bewertet (erfolgswirksam)	4.460	4.460	4.414	4.414
Finanzanlagen	Schuldttitel zum beizulegenden Zeitwert bewertet (erfolgswirksam)	11.545	11.545	10.707	10.707
Finanzielle Vermögenswerte	zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet	2.953	2.953	3.864	3.864
Finanzielle Vermögenswerte (langfristig)		34.120	34.120	30.008	30.008
Aktivischer Saldo aus Fertigungsaufträgen (Vertragsvermögenswerte)	n/a	6.159	6.159	8.530	8.530
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	zum beizulegenden Zeitwert bewertet (erfolgsneutral)	119.414	119.414	38.269	38.269
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet	188.687	188.687	255.915	255.915
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		314.260	314.260	302.715	302.715
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet	26.906	26.906	19.479	19.479
Derivative Finanzinstrumente	Zu Handelszwecken gehalten	0	0	692	692
Derivative Finanzinstrumente in Sicherungsbeziehung ¹	n/a	13.428	13.428	1.472	1.472
Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig)		40.334	40.334	21.643	21.643
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet	203.435	203.435	54.441	54.441
Finanzverbindlichkeiten	Finanzielle Verbindlichkeiten zu Anschaffungskosten	2.001.775	2.009.789	991.094	1.000.305
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Finanzielle Verbindlichkeiten zu Anschaffungskosten	189.812	189.812	141.147	141.147
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhaltene Anzahlungen (Vertragsverbindlichkeiten)	n/a	140.931	140.931	84.008	84.008
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		330.742	330.742	225.155	225.155
Derivative Finanzinstrumente in Sicherungsbeziehung ¹	n/a	26	26	1.105	1.105
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert bewertet (erfolgswirksam)	258.772	258.772	0	0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Finanzielle Verbindlichkeiten zu Anschaffungskosten	96.268	96.376	106.707	106.553
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		355.066	355.174	107.812	107.658

¹ Die Beträge enthalten jeweils auch den nicht designierten Teil der Derivate in Höhe von insgesamt -1,0 Mio. € (Vorjahr: -1,8 Mio. €).

Die beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstrumente wurden grundsätzlich basierend auf den am Bilanzstichtag verfügbaren Marktinformationen ermittelt und sind einer der drei Hierarchiestufen von beizulegenden Zeitwerten gemäß IFRS 13 zuzuordnen.

Finanzinstrumente der Stufe 1 werden auf Basis quotierter Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bewertet. Innerhalb der Stufe 2 wird die Bewertung der Finanzinstrumente auf Basis von Faktoren, die aus beobachtbaren Marktdaten ableitbar sind, oder anhand von Marktpreisen für ähnliche Instrumente durchgeführt. Finanzinstrumente der Stufe 3 werden auf Basis von Inputfaktoren, die nicht aus beobachtbaren Marktdaten ableitbar sind, bewertet.

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente umfassen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 insbesondere die bedingten Gegenleistungen im Zusammenhang mit den Erwerben von BIA Separations sowie WaterSep BioSeparations. Beide Unternehmenserwerbe wurden erst zum Ende des Berichtsjahres vollzogen und werden vorläufig dargestellt. Entsprechend vorläufig ist die Bewertung der finanziellen Verbindlichkeiten aufgrund der bedingten Gegenleistungen. Da die Bewertung jeweils u. a. von der prognostizierten Umsatzentwicklung der erworbenen Geschäftsbetriebe abhängt, sind die Bewertungen der Stufe 3 zuzuordnen. Für weitere Informationen zu den Erwerben sowie zur Bewertung der bedingten Gegenleistungen zum jeweiligen Erwerbszeitpunkt sowie zum Bilanzstichtag wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

Bei den übrigen zum Bilanzstichtag zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Finanzinstrumenten handelt es sich insbesondere um Derivate in Form von Devisentermingeschäften. Die Bewertung erfolgte dabei jeweils auf Basis notierter Devisenkurse und am Markt erhältlicher Zinsstrukturkurven (Stufe 2).

Die zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Finanzanlagen werden auf Basis der jüngsten am Bilanzstichtag verfügbaren verlässlichen Wertindikation, beispielsweise auf Basis der jüngsten durchgeführten Finanzierungsrunde oder unveränderter Anschaffungskosten, bewertet (Stufe 3).

Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte für die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten finanziellen Verbindlichkeiten (insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus Schuldscheindarlehen) erfolgte auf der Basis der Marktzinskurve unter Berücksichtigung aktueller (indikativer) Credit Spreads (Stufe 2).

Die beizulegenden Zeitwerte der übrigen finanziellen Vermögenswerte und Schulden entsprechen aufgrund ihrer überwiegend kurzen Restlaufzeit annähernd ihrem Buchwert. Das maximale Ausfallrisiko wird durch die Buchwerte der in der Bilanz angesetzten finanziellen Vermögenswerte wiedergegeben.

Umgliederungen zwischen den Hierarchiestufen werden zum Ende der Berichtsperiode erfasst, in denen die Änderung eingetreten ist. In der Berichtsperiode gab es keine Übertragungen zwischen den Stufen.

35. Nettoergebnis aus Finanzinstrumenten

Die Nettogewinne und -verluste der einzelnen Kategorien sind im Folgenden dargestellt:

Kategorien gem. IFRS 9 in T€	2020	2019
Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten	- 14.725	122
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (erfolgswirksam)	30.412	- 3.528
Finanzielle Verbindlichkeiten zu Anschaffungskosten	- 8.850	- 6.566

Das Nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten enthält hauptsächlich Effekte aus der Währungsumrechnung sowie Änderungen in den Wertberichtigungen.

Das Nettoergebnis aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten beinhaltet überwiegend Marktwertänderungen derivativer Finanzinstrumente, Zinserträge und -aufwendungen dieser Finanzinstrumente sowie die Wertänderungen der bedingten Gegenleistungen im Zusammenhang mit Unternehmenserwerben im Geschäftsjahr 2020 (vgl. Abschnitt 8).

Das Nettoergebnis aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Verbindlichkeiten besteht überwiegend aus Effekten der Währungsumrechnung.

Die Gesamtzinserträge und -aufwendungen für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, stellen sich wie folgt dar:

in T€	2020	2019
Zinserträge	1.289	1.132
Zinsaufwendungen	- 23.323	- 16.429

Kapital- und Finanzrisikomanagement

Kapitalmanagement

Die Steuerung des Kapitals erfolgt im Sartorius Konzern mit der Zielsetzung, die Erträge der Unternehmensbeteiligten durch eine Optimierung des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdkapital zu maximieren.

Weiterhin wird sichergestellt, dass alle Konzernunternehmen unter der Prämisse der Unternehmensfortführung operieren können.

Als gemanagtes Kapital werden dabei zum einen die finanziellen Verbindlichkeiten gem. des Abschnitts 30 angesehen, des Weiteren Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie das Eigenkapital.

Ziele des Finanzrisikomanagements

Das Treasury-Management des Konzerns koordiniert den Zugang zu nationalen und internationalen Finanzmärkten. Daneben überwacht und steuert es die Finanzrisiken, die im Wesentlichen das Wechselkurs-, das Zins-, das Liquiditäts- sowie das Ausfallrisiko umfassen.

Der Konzern versucht, die Auswirkungen des Wechselkurs- und Zinsrisikos mittels geeigneter originärer oder derivativer Finanzinstrumente zu minimieren. Dabei sind Abschluss und Kontrolle personell getrennt. Zudem überwacht die interne Revisionsabteilung regelmäßig den Einsatz derartiger Finanzinstrumente. Der Handel mit derivativen Finanzinstrumenten dient ausschließlich Sicherungszwecken.

36. Wechselkursrisikomanagement und Hedge Accounting

Der Konzern ist Wechselkursrisiken ausgesetzt, da rund zwei Drittel des Konzernumsatzes in Fremdwährungen und davon wiederum rund zwei Drittel in US-Dollar bzw. in an den US-Dollar gekoppelte Währungen erzielt werden. Gleichzeitig ist Sartorius aufgrund seines globalen Produktionsnetzwerkes in der Lage, den überwiegenden Teil der in Fremdwährung erzielten Umsatzerlöse konzernintern durch ebenfalls in Fremdwährung anfallende Kosten zu kompensieren. Das verbleibende Nettowährungsexposure, wird zu einem großen Teil (in der Regel etwa 50% - 80%) mit derivativen Finanzinstrumenten abgesichert. Die Sicherungsstrategie sieht dabei grundsätzlich eine rollierende Absicherung von bis zu 12 Monaten im Voraus vor. Die Sicherungsmaßnahmen werden regelmäßig anhand von aktuellen Marktrisikoparametern beurteilt und gegebenenfalls angepasst.

Mit den wesentlichen zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Devisentermingeschäften sichern wir uns das Recht und verpflichten uns gleichzeitig, zum Verfallszeitpunkt unabhängig von dem dann aktuellen Wechselkurs einen festgelegten Fremdwährungsbetrag zu einem bestimmten Wechselkurs gegen Euro zu verkaufen. Der aus der Differenz zwischen dem dann aktuellen und dem zuvor festgelegten Wechselkurs resultierende Gewinn oder Verlust wird grundsätzlich als Ertrag bzw. Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Zum Bilanzstichtag bestanden Devisentermingeschäfte zur Absicherung des Wechselkursrisikos aus dem US-Dollar in Höhe von 225 Mio. US\$ (2019: 170 Mio. US\$). Weiterhin wurden weitere Währungen in kleineren Volumina gesichert. Das verbleibende Netto-Fremdwährungsexposure bezogen auf den US-Dollar beträgt für das Jahr 2021 ca. 180 Mio. €.

Zur Finanzierung der Akquisition ausgewählter Geschäfte von Danaher Life Science wurde im Oktober 2019 eine Brückenfinanzierung mit BNP Paribas Fortis SA/NV abgeschlossen. Diese Finanzierung stellte dem Sartorius Konzern zum Zeitpunkt des Abschlusses der Akquisition den für die Transaktion benötigten Finanzierungsspielraum zur Verfügung. Das Wechselkursrisiko der Akquisitionsfinanzierung wurde über den Kauf von Devisenoptionen mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. US-Dollar abgesichert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 betrug der beizulegende Zeitwert dieser Optionen 691 T€.

31. Dezember 2019	Währung	Volumen	Fälligkeit	Beizulegender Zeitwert in T€
Termingeschäft	USD	170.000	2020	164
	USD	170.000		164
Termingeschäft	JPY	2.150.000	2020	227
	JPY	2.150.000		227
Termingeschäft	AUD	- 6.000	2020	- 67
	AUD	- 6.000		- 67
Termingeschäft	GBP	9.000	2020	48
	GBP	9.000		48
Termingeschäft	SEK	9.000	2020	- 5
	SEK	9.000		- 5

31. Dezember 2020	Währung	Volumen	Fälligkeit	Beizulegender Zeitwert in T€
Termingeschäft	USD	225.000	2021	12.669
	USD	225.000		12.669
Termingeschäft	JPY	1.550.000	2021	152
	JPY	1.550.000		152
Termingeschäft	CAD	- 2.000	2021	11
	CAD	- 2.000		11
Termingeschäft	GBP	43.000	2021	570
	GBP	43.000		570

Derivative Finanzinstrumente werden zum Erwerbszeitpunkt erfasst und an den folgenden Abschlussstichtagen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Wertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente sind zum Bilanzstichtag grundsätzlich im Jahresergebnis zu berücksichtigen.

Sofern derivative Finanzinstrumente der Absicherung des Cashflow-Risikos aus Wechselkursrisiken dienen und eine effektive Sicherungsbeziehung nach den Kriterien des IFRS 9 vorliegt, werden die Wertveränderungen des

effektiven Teils im sonstigen Ergebnis erfasst. Designiert wird regelmäßig lediglich die Kassakomponente der zur Absicherung der Schwankungen der Zahlungsströme verwendeten Devisentermingeschäfte. Die im Eigenkapital kumulierten Beträge werden ergebniswirksam in denselben Perioden in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bzw. Erträge umgegliedert (vgl. Abschnitt 11), in denen die jeweiligen gesicherten Grundgeschäfte erfolgswirksam werden. Die Veränderungen der Hedgingrücklage werden aus der Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung ersichtlich. Der nicht designierte bzw. ineffektive Teil der Sicherungsinstrumente wird erfolgswirksam im Finanzergebnis erfasst.

Die Effektivität der Sicherungsbeziehung bzw. der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Sicherungsinstrument und gesichertem Grundgeschäft wird anhand der Übereinstimmung der wesentlichen Vertragsmodalitäten der Geschäfte („Critical Terms Match“) bestimmt. Der Konzern führt insofern eine qualitative Beurteilung durch. Ineffektivität kann möglicherweise dann entstehen, wenn sich die Zeitpunkte geplanter künftiger Transaktionen gegenüber der ursprünglichen Annahme verändern oder sich das Ausfallrisiko der Vertragsparteien des Devisentermingeschäfts ändert.

Nachfolgend werden die Auswirkungen der fremdwährungsbezogenen Sicherungsinstrumente auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns dargestellt:

Währung	Buchwert (Vermögenswerte) zum 31. Dezember 2019 in T€	Buchwert (Verbindlichkeiten) zum 31. Dezember 2019 in T€	Sicherungsquote	Wertänderung der Sicherungsinstrumente in T€	Wertänderung des gesicherten Grundgeschäfts in T€	Nennbetrag in jeweiliger Fremdwährung in T	Fällig in 1 – 6 Monaten nach dem Stichtag	Fällig in 7 – 12 Monaten	Durchschnittlicher Ausübungskurs
USD	1.682	294	100%	1.388	1.388	170.000	125.000	45.000	1,13
JPY	227	0	100%	227	227	2.150.000	2.150.000	0	120,47
GBP	44	0	100%	44	44	9.000	9.000	0	0,85
SEK	0	5	100%	- 5	- 5	9.000	9.000	0	10,44
AUD	0	60	100%	- 60	- 60	6.000	6.000	0	1,63

Währung	Buchwert (Vermögenswerte) zum 31. Dezember 2020 in T€	Buchwert (Verbindlichkeiten) zum 31. Dezember 2020 in T€	Sicherungsquote	Wertänderung der Sicherungsinstrumente in T€	Wertänderung des gesicherten Grundgeschäfts in T€	Nennbetrag in jeweiliger Fremdwährung in T	Fällig in 1 – 6 Monaten nach dem Stichtag	Fällig in 7 – 12 Monaten	Durchschnittlicher Ausübungskurs
USD	13.673	3	100%	13.670	13.670	225.000	155.000	70.000	1,15
CAD	11	0	100%	11	11	2.000	2.000	0	1,55
JPY	166	10	100%	156	156	1.550.000	1.550.000	0	124,65
GBP	524	0	100%	524	524	43.000	23.000	20.000	0,91

Sicherungsinstrumente mit positivem Marktwert werden in den Bilanzpositionen „Finanzielle Vermögenswerte (langfristig)“ bzw. „Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig)“ ausgewiesen. Sicherungsinstrumente mit negativem Marktwert werden in den Bilanzpositionen „Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig)“ bzw. „Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig)“ ausgewiesen.

Im Hinblick auf den USD-Wechselkurs ergeben sich folgende Sensitivitäten: Bei einem um 10 % abgewerteten US-Dollar wären das Eigenkapital um 14,4 Mio.€ höher (Vorjahr: +13,7 Mio.€) und das Jahresergebnis vor Steuern um 6,9 Mio.€ geringer (Vorjahr: 3,9 Mio.€ niedriger) ausgefallen. Bei einem um 10 % aufgewerteten USD-Wechselkurs wären die entsprechenden Effekte auf das Jahresergebnis vor Steuern +8,5 Mio.€ (Vorjahr: +53,4 Mio.€) sowie auf das Eigenkapital -17,7 Mio.€ (Vorjahr: -16,7 Mio.€) gewesen. In den genannten

Auswirkungen sind auch Effekte aus konzerninternen Darlehen enthalten, die teilweise durch Translationseffekte in der Währungsrücklage kompensiert werden.

37. Zinsrisikomanagement

Die Finanzierung des Gesamtkonzerns erfolgt grundsätzlich über die Sartorius AG, die mit Hilfe konzerninterner Darlehen die Finanzierung sämtlicher Konzerngesellschaften sicherstellt. Dabei ist der Sartorius Konzern Zinsrisiken ausgesetzt, da die Finanzmittel z. T. zu variablen Zinssätzen aufgenommen werden. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 finanziert sich der Konzern zu weit überwiegendem Teil (ca. 85%) zu Festsätzen, sodass Zinsrisiken derzeit von geringerer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sind. Die in der Vergangenheit zur Absicherung gegen steigende Zinsen abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte kommen derzeit nicht zur Anwendung.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 betrug das Volumen variabel verzinslicher Darlehen etwa 319 Mio. € (Vorjahr: 270 Mio. €). Für die zum Bilanzstichtag gehaltenen Finanzinstrumente lassen sich folgende Sensitivitäten ermitteln: Bei einem um 1,0 Prozentpunkte höheren Marktzinssatz wäre die Auswirkung aus den variabel verzinslichen Darlehen auf das Ergebnis vor Steuern - 3,5 Mio. € (Vorjahr: - 3,1 Mio. €).

Bei der Ermittlung der Sensitivitäten im Hinblick auf sinkende Zinsen wurde von einem Basiszins von 0% ausgegangen. Unter dieser Voraussetzung wäre der entsprechende Effekt auf das Ergebnis vor Steuern leicht positiv (0,3 Mio. €, Vorjahr: 1,2 Mio. €).

38. Liquiditätsrisikomanagement

Die folgende Tabelle zeigt die Liquiditätsanalyse der finanziellen Verbindlichkeiten (ohne Derivate) in Form der vertraglich vereinbarten undiskontierten Zahlungsströme auf Basis der Konditionen am Bilanzstichtag:

in T€	Buchwert 31. Dez. 2019	Cashflows 31. Dez. 2019	<1 Jahr	1 bis 5 Jahre	>5 Jahre
Finanzverbindlichkeiten	991.094	1.033.577	177.714	701.863	154.000
Leasingverbindlichkeiten	77.365	94.225	19.991	42.480	31.754
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.147	141.147	141.147	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten (ohne Derivate)	106.707	108.231	50.573	36.470	21.188
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.316.313	1.377.181	389.426	780.813	206.942

in T€	Buchwert 31. Dez. 2020	Cashflows 31. Dez. 2020	<1 Jahr	1 bis 5 Jahre	>5 Jahre
Finanzverbindlichkeiten	2.001.775	2.103.959	195.126	1.174.436	734.397
Leasingverbindlichkeiten	85.270	103.516	22.482	51.168	29.866
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.812	189.812	189.812	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten (ohne Derivate)	355.040	354.027	48.777	187.569	117.681
Finanzielle Verbindlichkeiten	2.631.896	2.751.313	456.196	1.413.173	881.944

Die Buchwerte und Zahlungsströme der Derivate stellen sich wie folgt dar:

in T€	Buchwert zum 31. Dezember 2019	Cashflows 31. Dez. 2019	<1 Jahr	1 bis 5 Jahre	>5 Jahre
Bruttoerfüllung					
Termingeschäfte	1.105	1.105	1.105	0	0
Zahlungsverpflichtung			75.585	0	0
Zahlungsanspruch			- 74.479	0	0
Derivate	1.105	1.105	1.105	0	0

in T€	Buchwert 31. Dez. 2020	Cashflows 31. Dez. 2020	<1 Jahr	1 bis 5 Jahre	>5 Jahre
Bruttoerfüllung					
Termingeschäfte	26	26	26	0	0
Zahlungsverpflichtung			15.044	0	0
Zahlungsanspruch			- 15.018	0	0
Derivate	26	26	26	0	0

Der Konzern steuert Liquiditätsrisiken durch das Vorhalten von Kreditlinien und weiteren Fazilitäten bei Banken sowie durch ständiges Überwachen des prognostizierten und tatsächlichen Cashflows und das Abstimmen der Fälligkeitsprofile von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Es wird nicht erwartet, dass die Zahlungsmittelabflüsse zu wesentlich abweichenden Stichtagen oder mit wesentlich abweichenden Beträgen auftreten werden.

Über lokale Zahlungsmittel in bestimmten Ländern (z. B. China, Indien) kann der Konzern grenzüberschreitend nur unter Beachtung geltender Devisenverkehrsbeschränkungen verfügen.

Es bestehen zum 31.12.2020 wie im Vorjahr keine Saldierungspotentiale von Finanzinstrumenten aufgrund von Globalnetting-Vereinbarungen (Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte).

Die im Dezember 2020 neu vereinbarte, mindestens bis 2023 verfügbare, variabel verzinsliche Konsortialkreditlinie in Höhe von 600 Mio. € wurde zum 31.12.2020 nicht in Anspruch genommen (Ausnutzung Konsortialkreditlinie im Vorjahr: 40 Mio. €). Des Weiteren verfügte der Konzern zum 31.12.2020 über bilaterale, variabel verzinsliche Kreditlinien in Höhe von 260 Mio. € (Vorjahr: 96 Mio. €), wovon zum Bilanzstichtag etwa 7 Mio. € in Anspruch genommen wurden (Vorjahr: 76 Mio. €).

Wie in Abschnitt 30 beschrieben, finanziert sich der Konzern im Wesentlichen über einen syndizierten Kredit, über Schuldscheindarlehen sowie bilaterale Darlehen. In ausgewählten Kreditvereinbarungen hat sich der Konzern zur Einhaltung marktüblicher Finanzkennzahlen, sog. Financial Covenants, verpflichtet. Dabei darf der dynamische Verschuldungsgrad, also die Kennzahl Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (underlying EBITDA), bis zum 31. März 2021 nicht größer als 3,75, bis zum 30. September 2021 nicht größer als 3,50 und danach nicht größer als 3,25 sein. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Wert von 2,6 erreicht nach 2,0 im Vorjahr. Eine Nichteinhaltung dieser Kennzahl kann zu einer Kündigung bestehender Kreditzusagen führen. Auf Basis der heutigen Erkenntnisse wird dies als äußerst unwahrscheinlich angesehen.

39. Ausfallrisikomanagement

Das Ausfallrisiko ist die Gefahr, dass ein Vertragspartner des Konzerns bei einem Geschäft über ein Finanzinstrument bei Sartorius finanzielle Verluste verursacht, da er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Ausfallrisiken entstehen insbesondere aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bzw. Guthaben bei Banken und Finanzinstituten. Der Konzern ist überdies Ausfallrisiken aus derivativen Finanzinstrumenten mit positivem Marktwert ausgesetzt sowie in geringem Maß aus sonstigen vertraglichen Cashflows aus Schuldtiteln.

Das Ausfallrisiko wird zentral vom Treasury Management für den Konzern gesteuert. Bei Banken und Finanzinstituten als Vertragsparteien wird die Bonität fortlaufend überwacht, sodass erhöhte Ausfallrisiken frühzeitig erkannt werden. Sofern hierbei keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden, geht der Konzern in diesem Zusammenhang davon aus, dass die finanziellen Vermögenswerte weiterhin nur ein geringes Ausfallrisiko aufweisen.

Kunden werden unterschiedlich hohe Risikolimits zugewiesen, die im Wesentlichen auf dem Geschäftsvolumen, Erfahrungen in der Vergangenheit sowie der Vermögens- und Finanzlage des Kunden basieren. Die Einhaltung der Kreditlimits wird regelmäßig vom zuständigen Management überwacht. In einigen Fällen wird gegen Vorauszahlung geliefert, sodass Ausfallrisiken vermieden werden. Es gibt keine wesentlichen Konzentrationen von Ausfallrisiken durch einzelne Kunden oder Regionen.

Für einige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen Sicherheiten für den Konzern wie etwa Bürgschaften oder Garantien, auf die bei Zahlungsverzug der Vertragspartner im Rahmen der Vertragsmodalitäten zurückgegriffen werden kann.

Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte

Dem Modell der Erfassung erwarteter Kreditverluste unterliegen insbesondere die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte gemäß IFRS 15.

Der Sartorius Konzern wendet den vereinfachten Wertminderungsansatz gemäß IFRS 9 für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte an. Somit werden die über die Vertragslaufzeit erwarteten Kreditverluste berücksichtigt. Ausgangspunkt des Wertminderungsmodells ist eine Analyse der tatsächlichen historischen Ausfallraten. Diese historischen Ausfallraten werden bei gegebener Relevanz unter Berücksichtigung zukunftsgerichteter Informationen und der Einflüsse aktueller Veränderungen im makroökonomischen Umfeld angepasst. Aufgrund lediglich unwesentlicher historischer bonitätsbedingter Forderungsausfälle wird der erwartete Kreditverlust derzeit für das Gesamtportfolio an Forderungen des Konzerns ermittelt. Die historischen Ausfallraten werden aber regelmäßig analysiert, um bei Bedarf eine differenzierte Vorgehensweise für unterschiedliche Portfolios anzuwenden. Die Vertragsvermögenswerte betreffen Projekte für typische Sartorius-Kunden, sodass der Konzern davon ausgeht, dass die Verlustquoten für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen einen angemessenen Näherungswert der Verlustquoten für Vertragsvermögenswerte darstellen. Es erfolgt insofern keine Differenzierung zwischen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerten.

Auf dieser Basis wurde die Wertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte zum 31. Dezember 2019 und zum 31. Dezember 2020 wie folgt ermittelt:

31.12.2019	Nicht über- fällig	1- 30 Tage überfällig	31- 60 Tage über- fällig	61- 90 Tage über- fällig	Mehr als 90 Tage überfällig	Summe
Bruttobuchwert Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.773	34.193	22.371	9.938	37.596	303.870
Bruttobuchwert Vertragsvermögenswerte	8.530	0	0	0	0	8.530
Wertberichtigung	145	58	549	165	8.769	9.686

31.12.2020	Nicht über- fällig	1- 30 Tage überfällig	31- 60 Tage über- fällig	61- 90 Tage über- fällig	Mehr als 90 Tage überfällig	Summe
Bruttobuchwert Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.304	16.431	3.187	8.682	36.391	323.995
Bruttobuchwert Vertragsvermögenswerte	6.159	0	0	0	0	6.159
Wertberichtigung	388	245	702	226	14.333	15.895

Die Wertminderungen im Berichtsjahr entfallen in Höhe von rund 4 Mio. € auf ergebnisneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertete Forderungen.

Die erwarteten Kreditverluste werden unter Anwendung einer Ausfallquote von 0,05% ermittelt. Überdies werden Wertberichtigungen im Rahmen individueller Würdigungen vorgenommen. Ein wesentliches Kriterium ist in diesem Zusammenhang die Überfälligkeit. Ein Ausfall gilt grundsätzlich als eingetreten, wenn keine realistische Erwartung auf Vereinnahmung der Zahlungsströme mehr besteht. In diesen Fällen werden die betroffenen Forderungen ausgebucht.

Die Wertberichtigungen haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2020	2019
Wertberichtigungen zum 1. Januar	- 9.686	- 6.089
Im Gewinn und Verlust des Geschäftsjahres erfasste Erhöhung/Verminderung der Wertberichtigung für Kreditverluste	- 9.103	- 4.734
Im Geschäftsjahr als uneinbringlich abgeschriebene Beträge	507	323
Nicht in Anspruch genommene, aufgelöste Beträge	3.381	1.300
Währungseffekte	394	- 27
Änderungen Konsolidierungskreis	- 1.388	- 460
Wertberichtigungen zum 31. Dez.	- 15.895	- 9.686

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Neben den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellen zum 31. Dezember 2020 wie im Vorjahr Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit Blick auf die Konzernbilanz die bedeutsamsten finanziellen Vermögenswerte dar. Die erwarteten Ausfälle werden regelmäßig beobachtet. Angesichts der hohen Bonität der Vertragspartner sowie der definitionsgemäß kurzfristigen Verfügbarkeiten bzw. Vertragslaufzeiten ist die für diese Vermögenswerte theoretisch zu erfassende Wertminderung von unwesentlicher Höhe, sodass eine Abwertung des Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten unterbleibt.

Für die übrigen zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte ergibt sich angesichts der unwesentlichen historischen Kreditausfälle zum 31. Dezember 2020 wie im Vorjahr keine zu erfassende Wertminderung für die erwarteten Ausfälle in den nächsten 12 Monaten. Im Falle einer signifikanten Erhöhung des Ausfallrisikos, welche grundsätzlich angenommen wird, wenn eine Zahlung mehr als 30 Tage überfällig ist, werden die über die Laufzeit des jeweiligen finanziellen Vermögenswerts erwarteten Kreditausfälle berücksichtigt. Ein Ausfall gilt grundsätzlich als eingetreten, wenn keine vernünftige Erwartung auf Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme mehr besteht. Dies wird grundsätzlich bei einer Überfälligkeit von 90 Tagen angenommen. Zum Abschlussstichtag liegen keine Indikationen für Erhöhungen des Ausfallrisikos in wesentlichem Umfang vor. Die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte stellen zum Ende des Geschäftsjahres jeweils das maximale Ausfallrisiko dar.

40. Sonstige Risiken aus Finanzinstrumenten

Der Sartorius Konzern ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 aufgrund der bedingten Gegenleistung im Zusammenhang mit dem Erwerb von BIA Separations Risiken aus der Volatilität des Aktienkurses der Sartorius Stedim Biotech S.A. ausgesetzt. Überdies bestehen zum Bilanzstichtag keine signifikanten Risiken aus der Volatilität von Aktienkursen, lediglich die Teile der anteilsbasierten Vergütung hängen unmittelbar mit der Kursentwicklung der Sartorius Aktie zusammen.

Zu Details hinsichtlich weiterer Risikoarten wird auf den Lagebericht verwiesen.

41. Anteilsbasierte Vergütung

Anteilsbasierte Vergütungssysteme bestehen im Sartorius Konzern bei der Sartorius AG in der Form von sog. Phantom Stocks.

Bei den Phantom Stocks handelt es sich um virtuelle Optionen auf die Aktien der Sartorius AG. Der Phantom Stock-Plan sieht im Detail vor, dass das jeweilige Vorstands-Mitglied am Anfang eines jeden Jahres Phantom Stocks im Wert eines vereinbarten Geldbetrags zugeschrieben bekommt. Die Ausübung ist frühestens nach vier Jahren und nur dann zulässig, wenn bestimmte Bedingungen in Bezug auf die Performance der Sartorius AG Aktien erfüllt sind. Im Fall der Ausübung wird die Anzahl der gewährten Phantom Stocks mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet, der Auszahlungsbetrag besitzt eine Obergrenze (Cap) in Höhe des 2,5fachen des Zuteilungskurses. Der beizulegende Zeitwert der Phantom Stocks wurde mittels eines Black-Scholes-Modells ermittelt und stellt sich wie folgt dar:

Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	Anzahl Phantom Stocks	Beizulegende Zeitwerte 31.12.2020 in T€	Beizulegende Zeitwerte 31.12.2019 in T€	Ausgezahlt in T€
Tranche Geschäftsjahr 2016	7.076	0	1.015	1.015
Tranche Geschäftsjahr 2017	6.620	1.167	1.167	0
Tranche Geschäftsjahr 2018	5.647	1.134	1.038	0
Tranche Geschäftsjahr 2019	5.413	1.541	928	0
Tranche Geschäftsjahr 2020	3.332	1.236	0	0
	28.088	5.078	4.148	1.015

Der Aufwand aus der Gewährung und Bewertung der Phantom Stocks betrug im Geschäftsjahr 2020 1.787 T€ (Vorjahr: 2.286 T€). Zum Bilanzstichtag waren, wie im Vorjahr, keine Phantom Stocks ausübbar. Sämtliche im Geschäftsjahr gewährten Phantom Stocks entfallen auf Mitglieder des Vorstands.

Mit den Beschlüssen des Aufsichtsrats vom 16. Dezember 2014 und vom 5. Dezember 2019 wurde Herrn Dr. Kreuzburg eine ergänzende Vergütungskomponente gewährt, die die Übertragung von Aktien der Gesellschaft vorsieht. Diese aktienbasierten Vergütungen unterliegen den Regelungen des IFRS 2. Unter Berücksichtigung der vereinbarten Bedingungen sind die sich ergebenden Beträge ab dem jeweiligen Gewährungszeitpunkt über den zu erfüllenden Erdienungszeitraum ergebniswirksam als Personalaufwand zu verteilen. Im Geschäftsjahr 2020 wurde entsprechend ein Betrag in Höhe von 1.323 T€ (Vorjahr: 531 T€) als Personalaufwand aus Aktiengewährung erfasst. Für weitere Details im Hinblick auf die gewährten Phantom Stocks und die aktienbasierte Vergütung von Herrn Dr. Kreuzburg wird auf den Vergütungsbericht verwiesen.

Sonstige Angaben

Der Konzernabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Für die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2020 der Gesellschaften Sartorius Lab Holding GmbH, Sartorius Weighing Technology GmbH und Sartorius Corporate Administration GmbH, alle Göttingen, wurde von den Befreiungsmöglichkeiten des §264 Abs. 3 HGB hinsichtlich der Offenlegungspflichten nach §§325 ff. HGB Gebrauch gemacht.

Für die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2020 der Gesellschaften SIV Weende GmbH & Co. KG, SIV Grone 1 GmbH & Co. KG und Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, alle Göttingen, wurde von den Befreiungsmöglichkeiten des §264b HGB hinsichtlich der Offenlegungspflichten nach §§325 ff. HGB Gebrauch gemacht.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zur Beendigung der Aufstellung des Konzernabschlusses haben sich keine wesentlichen Ereignisse ergeben.

Erklärung gem. §314 Abs. 1 Nr. 8 HGB

Die nach §161 AktG vorgeschriebene Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex wurde am 3. Dezember 2020 abgegeben und den Aktionären der Sartorius AG auf der Homepage der Gesellschaft www.sartorius.com zugänglich gemacht.

Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie die weiteren Angaben gem. §285 Nr. 10 HGB sind im Anschluss an diesen Abschnitt angegeben.

Personalstand

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich beschäftigt:

	2020	2019
Bioprocess Solutions	7.067	5.961
Lab Products & Services	2.827	2.799
Gesamt	9.894	8.760

Honorar des Abschlussprüfers

In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 sind folgende Honorare für den Konzernabschlussprüfer, die KPMG AG, angefallen:

in T€	2020	2019
Abschlussprüfungen	766	765
Steuerberatungsleistungen	0	0
Sonstige Bestätigungsleistungen	63	52
Sonstige Leistungen	0	10
	829	827

Die Honorare für Abschlussprüfungen enthalten das Honorar für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts nach § 115 Abs. 5 WpHG in Höhe von 100 T€ (Vorjahr: 91 T€) sowie sonstige Leistungen, die unmittelbar durch die Prüfung veranlasst sind.

Nahestehende Unternehmen und Personen

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Konzerngesellschaften stehen in Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen im Sinne von IAS 24. Dies betrifft insbesondere Geschäfte mit nicht konsolidierten Tochterunternehmen. Diese Transaktionen werden grundsätzlich zu marktüblichen Konditionen abgewickelt. Mit einem verbundenen Unternehmen besteht ein langfristiger Dienstleistungsvertrag, in der Berichtsperiode sind dafür im Konzernabschluss Aufwendungen in Höhe von 8,5 Mio. € (7,6 Mio. €) angefallen. Weitere Details zu den im Geschäftsjahr erfolgten Transaktionen bzw. den am Bilanzstichtag ausstehenden Salden werden in den relevanten Abschnitten des Anhangs angegeben, insbesondere in Abschnitt 28.

Nahestehende Personen sind gem. IAS 24 u. a. solche, die für die Planung, Leitung und Überwachung des Unternehmens verantwortlich sind. Hierzu zählen insbesondere Vorstand und Aufsichtsrat der Sartorius AG. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betragen 1.049 T€ (Vorjahr: 1.024 T€), die des Vorstands 4.749 T€ (Vorjahr: 9.486 T€). Die Bezüge früherer Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebenen betragen 1.427 T€ (Vorjahr: 499 T€). Die Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Geschäftsführern und Mitgliedern des Vorstands und deren Hinterbliebenen betragen 8.764 T€ (Vorjahr: 9.537 T€). Bezüglich der Details der Bezüge verweisen wir auf den Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Konzernlageberichts ist. Über die Aufsichtsratsvergütung hinaus erhalten die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer im Sartorius Konzern sind, Entgeltleistungen, die nicht im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Aufsichtsrat stehen.

Die Gesamtbezüge des Vorstands gem. IFRS sind in den folgenden Übersichten dargestellt:

in T€	2020	2019
Kurzfristige fällige Leistungen (ohne aktienbasierte Vergütung)	3.792	3.584
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	389	389
Sonstige langfristige Leistungen	323	281
Aktienbasierte Vergütung	1.957	1.070
Gesamtbezüge	6.461	5.324

Abschläge auf die mehrjährige variable Vergütung des Vorstands:

in T€	2020	2019
Stand zum 01.01. des Geschäftsjahres	375	354
verrechnete Abschläge	- 185	- 169
gezahlte Abschläge	280	190
Stand zum 31.12. des Geschäftsjahres	470	375

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats stellen sich wie folgt dar:

in T€	2020	2019
Kurzfristige fällige Leistungen (ohne aktienbasierte Vergütung)	1.049	1.024
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	0	0
Sonstige langfristige Leistungen	0	0
Aktienbasierte Vergütung	0	0
Gesamtbezüge	1.049	1.024

Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Aufsichtsrat und der Vorstand werden der Hauptversammlung vorschlagen, den zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Sartorius AG in Höhe von 206.247.468,31 € wie folgt zu verwenden:

	€
Zahlung einer Dividende von € 0,70 je Stammaktie	23.958.206,30
Zahlung einer Dividende von € 0,71 je Vorzugsaktie	24.274.795,63
Vortrag auf neue Rechnung	158.014.466,38
	206.247.468,31

Göttingen, den 5. Februar 2021

Sartorius Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2020 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Göttingen, den 5. Februar 2021

Sartorius Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Dr. Joachim Kreuzburg

Rainer Lehmann

Dr. René Fáber

John Gerard MacKay

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Sartorius Aktiengesellschaft, Göttingen, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung/Gesamtergebnisrechnung, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutender Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht (Konzernlagebericht) der Sartorius Aktiengesellschaft, Göttingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen

unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Art. 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Art. 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sowie den verwendeten Annahmen verweisen wir auf den Konzernanhang Ziffer 15. Angaben zur Höhe der Geschäfts- oder Firmenwerte finden sich ebenfalls im Konzernanhang unter Ziffer 15.

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS

Die Geschäfts- oder Firmenwerte betragen zum 31. Dezember 2020 EUR 1.381 Mio und stellen 29 % der Bilanzsumme dar.

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte wird jährlich auf Ebene der Geschäftssegmente Bioprocess Solutions (Geschäfts- oder Firmenwert EUR 1.052 Mio) und Lab Products & Services (Geschäfts- oder Firmenwert EUR 329 Mio) überprüft. Dazu wird der Buchwert mit dem erzielbaren Betrag des Geschäftssegments verglichen. Liegt der Buchwert über dem erzielbaren Betrag, ergibt sich ein Abwertungsbedarf. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Kosten der Veräußerung und Nutzungswert des Geschäftssegments. Stichtag für die Werthaltigkeitsprüfung ist der 30. November 2020.

Die Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte ist komplex und beruht auf einer Reihe ermesensbehafteter Annahmen. Hierzu zählen unter anderem die erwartete Geschäfts- und Ergebnisentwicklung der Geschäftssegmente für die nächsten vier Jahre, die unterstellte langfristige Wachstumsrate und der verwendete Diskontierungssatz.

Vor dem Hintergrund der Höhe der Geschäfts- oder Firmenwerte und der Komplexität der Werthaltigkeitsprüfung besteht das Risiko für den Abschluss, dass eine zum Abschlussstichtag bestehende Wertminderung nicht erkannt wurde. Außerdem besteht das Risiko, dass die damit zusammenhängenden Anhangangaben nicht sachgerecht sind.

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG

Unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten haben wir unter anderem die Angemessenheit der wesentlichen Annahmen sowie der Berechnungsmethode der Gesellschaft beurteilt. Dazu haben wir die erwartete Geschäfts- und Ergebnisentwicklung sowie die unterstellte langfristige Wachstumsrate mit den Planungsverantwortlichen erörtert, um ein Verständnis über die von der Gesellschaft getroffenen Annahmen zu erlangen. Außerdem haben wir Abstimmungen mit dem vom Vorstand erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten

Budget 2021 sowie der vom Vorstand erstellten Planung für die folgenden vier Jahre vorgenommen. Darüber hinaus haben wir die Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschätzungen beurteilt.

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte der Gesellschaft überzeugt, indem wir Planungen früherer Geschäftsjahre mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen analysiert haben. Da sich bereits geringfügige Änderungen des Diskontierungssatzes in wesentlichem Umfang auf die Ergebnisse des Werthaltigkeitstests auswirken können, haben wir den Diskontierungssatz mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten verglichen.

Zur Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit des verwendeten Bewertungsmodells haben wir die Berechnung der Gesellschaft anhand eigener Berechnungen verprobt.

Um der bestehenden Prognoseunsicherheit und dem vorgezogenen Stichtag für die Werthaltigkeitsprüfung Rechnung zu tragen, haben wir mögliche Veränderungen des Diskontierungssatzes und der Umsatz- und Margenentwicklung sowie der langfristigen Wachstumsrate auf den erzielbaren Betrag untersucht (Sensitivitätsanalyse), indem wir alternative Szenarien berechnet und mit den Werten der Gesellschaft verglichen haben.

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben zur Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte sachgerecht sind.

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die der Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte zugrunde liegende Berechnungsmethode ist für den Zweck der Ermittlung eines Wertminderungsbedarfs der Geschäfts- oder Firmenwerte im Berichtsjahr sachgerecht.

Die der Bewertung zugrunde liegenden Annahmen und Parameter der Gesellschaft liegen innerhalb akzeptabler Bandbreiten und sind insgesamt ausgewogen.

Die damit zusammenhängenden Anhangangaben sind sachgerecht.

Die Erwerbe ausgewählter Life Science Geschäfte von Danaher sowie der BIA Separations d.o.o.

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sowie den verwendeten Annahmen verweisen wir auf den Konzernanhang

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS

Am 30. April 2020 erwarb der Sartorius Konzern ausgewählte Life Science Geschäfte von der Danaher Corporation. Insgesamt betrug der Kaufpreis EUR 775 Mio. Unter Berücksichtigung des erworbenen Nettovermögens in Höhe von EUR 454 Mio ergab sich ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 321 Mio.

Am 2. November 2020 erwarb der Sartorius Konzern weiterhin die BIA Separations d.o.o. Die Anschaffungskosten beliefen sich zum Erwerbszeitpunkt auf EUR 652 Mio. Unter Berücksichtigung des erworbenen Nettovermögens in Höhe von EUR 262 Mio ergab sich ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 391 Mio.

Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden werden nach IFRS 3 im Regelfall zum beizulegenden Zeitwert am Tag des Erwerbs angesetzt. Zur Bestimmung und Bewertung der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden hat Sartorius einen externen Sachverständigen hinzugezogen.

Identifikation und Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden sind komplex und beruhen auf ermessensbehafteten Annahmen des Vorstands. Die wesentlichen Annahmen betreffen die Umsatzplanung und Margenentwicklung der erworbenen Geschäftsbetriebe, die herangezogenen Lizenzraten, die wirtschaftlichen Nutzungsdauern der immateriellen Vermögenswerte sowie die Kapitalkosten.

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass die erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden sowie bedingten Kaufpreisbestandteile unzutreffend identifiziert und fehlerhaft bewertet sind. Außerdem besteht das Risiko, dass die Angaben im Konzernanhang nicht vollständig und sachgerecht sind.

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG

Unter Einbezug unserer eigenen Bewertungsspezialisten haben wir unter anderem die Angemessenheit der wesentlichen Annahmen sowie der Identifikations- und Bewertungsmethoden beurteilt. Dafür haben wir uns zunächst durch Befragungen sowie durch Würdigung der relevanten Verträge ein Verständnis von den Erwerbstransaktionen verschafft.

Die Gesamtkaufpreise der beiden Transaktionen haben wir mit den jeweils zugrunde liegenden Kaufverträgen und den Zahlungsnachweisen abgestimmt, soweit diese in bar beglichen wurden.

Wir haben die Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität des von der Sartorius AG beauftragten unabhängigen Sachverständigen beurteilt. Außerdem haben wir den Prozess der Identifikation der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden vor dem Hintergrund unserer Kenntnisse der Geschäftsmodelle auf Übereinstimmung mit den Anforderungen nach IFRS 3 gewürdigt. Die verwendeten Bewertungsmethoden haben wir, auch hinsichtlich der bedingten Kaufpreisbestandteile, auf Übereinstimmung mit den Bewertungsgrundsätzen untersucht.

Die erwartete Umsatz- und Margenentwicklung haben wir mit den Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem haben wir die Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschätzungen beurteilt. Die zur Bewertung von immateriellen Vermögenswerten herangezogenen Lizenzraten haben wir vor dem Hintergrund vergangener Transaktionen bei Sartorius, der Profitabilität des Geschäftsmodells sowie (soweit verfügbar) auf Basis von Referenzwerten aus einschlägigen Datenbanken auf ihre Angemessenheit beurteilt. Die wirtschaftlichen Nutzungsdauern haben wir mit dem Management sowie dem unabhängigen Sachverständigen erörtert. Wir haben zudem Patentlaufzeiten, vergangene Bewertungen bei Sartorius sowie Beobachtungen bei Vergleichsunternehmen herangezogen, um die angesetzten wirtschaftlichen Nutzungsdauern zu beurteilen. Die den Kapitalkosten zugrunde liegenden Annahmen und Daten, insbesondere die risikofreien Zinssätze, die Marktrisikoprämien und die Betafaktoren, haben wir mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten verglichen.

Zur Beurteilung der rechnerischen Richtigkeit haben wir unter risikoorientierten Gesichtspunkten ausgewählte Berechnungen nachvollzogen. Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben vollständig und sachgerecht sind.

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Das der Identifikation und Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden sowie der bedingten Kaufpreisbestandteile zugrunde liegende Vorgehen ist sachgerecht und steht im Einklang mit den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen. Die wesentlichen Annahmen und Daten sind angemessen und die Darstellungen im Konzernanhang sind vollständig und sachgerecht.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:

- die nichtfinanzielle Konzernklärung, die im gleichnamigen Abschnitt des Konzernlageberichts enthalten ist und
- die Konzernklärung zur Unternehmensführung, die im gleichnamigen Abschnitt des Konzernlageberichts enthalten ist.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts.

Die sonstigen Informationen umfassen nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich geprüften Konzernlageberichtsangaben sowie unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Konzernlageberichtsangaben oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht, den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit

dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergabe des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der beigefügten Datei „sartoriusag.zip“ (SHA256-Hashwert: 2f3e62534f4898c951688de56871ac6d2f8848828078153132b62110da20abc5) enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist nachstehend weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften Konzernabschluss und geprüften Konzernlagebericht sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.
- beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.
- beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.
- beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht.

Übrige Angaben gemäß Art. 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 26. Juni 2020 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 10. Juli 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2015 als Konzernabschlussprüfer der Sartorius Aktiengesellschaft tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Art. 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernabschluss oder im Konzernlagebericht angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Gesellschaft und ihre beherrschten Konzernunternehmen erbracht:

Neben dem Konzernabschluss haben wir den Jahresabschluss der Sartorius Aktiengesellschaft geprüft und verschiedene Jahresabschlussprüfungen bei Tochterunternehmen durchgeführt. Prüfungsintegriert erfolgten prüferische Durchsichten von Zwischenabschlüssen und projektbegleitende Prüfungen IT-gestützter rechnungslegungsbezogener Systeme. Ferner wurden andere gesetzliche oder vertragliche Prüfungen vorgenommen, wie z. B. Bestätigungen der Einhaltung vertraglicher Bedingungen oder die prüferische Durchsicht der nichtfinanziellen Konzernklärung.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Frank Thiele.

Göttingen, den 5. Februar 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dr. Tonne

Wirtschaftsprüfer

gez. Thiele

Wirtschaftsprüfer