

Kennzahlen

Alle Werte nach IFRS in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben	2023	Δ in %	2022	2021	2020	2019
Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis						
Auftragseingang ¹	3.066,9	-23,5	4.007,3	4.267,9	2.836,3	1.939,5
Umsatz	3.395,7	-18,7	4.174,7	3.449,2	2.335,7	1.827,0
Underlying EBITDA ²	962,7	-31,7	1.410,4	1.175,0	692,2	495,8
Underlying EBITDA ² in % vom Umsatz	28,3	-5,5 Pp	33,8	34,1	29,6	27,1
Maßgeblicher Jahresüberschuss ³	338,5	-48,3	655,4	553,4	299,3	209,4
Ergebnis je Stammaktie (in €) ³	4,94	-48,4	9,57	8,08	4,37	3,06
Ergebnis je Vorzugsaktie (in €) ³	4,95	-48,3	9,58	8,09	4,38	3,07
Dividenden je Stammaktie (in €)	0,73 ⁴	-49,0	1,43	1,25	0,70	0,35
Dividenden je Vorzugsaktie (in €)	0,74 ⁴	-48,6	1,44	1,26	0,71	0,36
Finanz- und Vermögenslage						
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit ⁵	853,6	16,3	734,2	873,2	511,5	377,2
Investitionen in % vom Umsatz	16,5	4,0 Pp	12,5	11,8	10,3	12,3
Nettoverschuldung	4.932,1	107,6	2.375,3	1.732,7	1.883,9	1.014,0
Nettoverschuldung zu underlying EBITDA ⁶	5,0		1,7	1,5	2,6	2,0
Eigenkapitalquote ⁷ (in%)	28,3	-9,8 Pp	38,1	30,2	30,8	38,1
Mitarbeitende zum 31.12.						
	14.614	-8,3	15.942	13.832	10.637	9.036
Sparte Bioprocess Solutions						
Auftragseingang ¹	2.404,1	-23,0	3.122,7	3.483,5	2.238,1	1.457,6
Umsatz	2.678,2	-19,5	3.326,5	2.727,0	1.782,6	1.350,5
Underlying EBITDA ²	782,3	-34,2	1.188,4	986,3	575,9	393,1
Underlying EBITDA ² in % vom Umsatz	29,2	-6,5 Pp	35,7	36,2	32,3	29,1
Sparte Lab Products & Services						
Auftragseingang ¹	662,8	-25,1	884,6	784,4	598,2	481,9
Umsatz	717,5	-15,4	848,2	722,2	553,0	476,5
Underlying EBITDA ²	180,3	-18,8	222,0	188,8	116,3	102,7
Underlying EBITDA ² in % vom Umsatz	25,1	-1,1 Pp	26,2	26,1	21,0	21,6

1 Alle Kundenaufträge, die in der jeweiligen Berichtsperiode rechtsgültig abgeschlossen und gebucht wurden

2 Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

3 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

4 Höhe gemäß Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands der Sartorius AG

5 Einzahlungen für Zinsen werden seit dem Geschäftsjahr 2022 im Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit ausgewiesen. Die Vorjahreszahl wurde entsprechend angepasst.

6 Quotient aus Nettoverschuldung und operativem EBITDA der vergangenen zwölf Monate inklusive des pro-forma-Beitrags von Akquisitionen für diese Periode

7 Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme

Sartorius Aktien im Vergleich zum DAX (indexiert)

