

# Kennzahlen

Alle Werte nach IFRS in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben	2020	Δ in %	2019 <sup>a</sup>	2018	2017	2016
<b>Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis</b>						
Auftragseingang	2.836,3	46,2	1.939,5	1.662,5	1.501,4	1.334,7
Umsatz	2.335,7	27,8	1.827,0	1.566,0	1.404,6	1.300,3
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	692,2	39,6	495,8	405,0	353,2	325,4
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	29,6	2,5 Pp	27,1	25,9	25,1	25,0
Maßgeblicher Jahresüberschuss <sup>2</sup>	299,3	42,9	209,4	175,6	144,0	132,6
Ergebnis je Stammaktie (in €) <sup>2</sup>	4,37	43,0	3,06	2,56	2,10	1,93
Ergebnis je Vorzugsaktie (in €) <sup>2</sup>	4,38	42,9	3,07	2,57	2,11	1,94
Dividenden je Stammaktie (in €)	0,70 <sup>3</sup>	100,0	0,35	0,61	0,50	0,45
Dividenden je Vorzugsaktie (in €)	0,71 <sup>3</sup>	97,2	0,36	0,62	0,51	0,46
<b>Finanz- und Vermögenslage</b>						
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	511,5	35,6	377,2	244,5	206,5	170,4
Investitionen in % vom Umsatz	10,3	2,0 Pp	12,3	15,2	14,9	11,7
Nettoverschuldung	1.883,6	85,8	1.014,0	959,5	895,5	485,9
Nettoverschuldung zu underlying EBITDA <sup>4</sup>	2,6	0,6 Pp	2,0	2,4	2,5	1,5
Eigenkapitalquote (in%)	29,9	-8,2 Pp	38,1	38,5	35,1	42,0
<b>Mitarbeiter zum 31.12.</b>						
	10.637	17,7	9.036	8.125	7.501	6.911
<b>Sparte Bioprocess Solutions<sup>5</sup></b>						
Auftragseingang	2.238,1	53,5	1.457,6	1.233,7	1.091,3	1.006,5
Umsatz	1.782,6	32,0	1.350,5	1.143,1	1.010,3	975,0
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	575,9	46,5	393,1	326,9	282,4	273,5
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	32,3	3,2 Pp	29,1	28,6	28,0	28,0
<b>Sparte Lab Products &amp; Services<sup>5</sup></b>						
Auftragseingang	598,2	24,1	481,9	428,8	410,1	328,1
Umsatz	553,0	16,1	476,5	423,0	394,2	325,3
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	116,3	13,2	102,7	78,1	70,8	51,9
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	21,0	-0,6 Pp	21,6	18,5	18,0	16,0

1 underlying = um Sondereffekte bereinigt

2 nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

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

4 EBITDA umfasst underlying pro-forma-EBITDA der 2020 vollzogenen Akquisitionen

5 Umsätze und Margen der Sparten in 2019 wegen der veränderten Zuordnung zweier kleiner Produktsegmente angepasst

6 Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Biological Industries angepasst

## Sartorius Aktien im Vergleich zum MDAX (indexiert)

