

# Kennzahlen

Alle Werte nach IFRS in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben	2022	Δ in %	2021	2020	2019	2018
<b>Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis</b>						
Auftragseingang	4.007,3	-6,1	4.267,9	2.836,3	1.939,5	1.662,5
Umsatz	4.174,7	21,0	3.449,2	2.335,7	1.827,0	1.566,0
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	1.410,4	20,0	1.175,0	692,2	495,8	405,0
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	33,8	-0,3 Pp	34,1	29,6	27,1	25,9
Maßgeblicher Jahresüberschuss <sup>2</sup>	655,4	18,4	553,4	299,3	209,4	175,6
Ergebnis je Stammaktie (in €) <sup>2</sup>	9,57	18,4	8,08	4,37	3,06	2,56
Ergebnis je Vorzugsaktie (in €) <sup>2</sup>	9,58	18,4	8,09	4,38	3,07	2,57
Dividenden je Stammaktie (in €)	1,43 <sup>3</sup>	14,4	1,25	0,70	0,35	0,61
Dividenden je Vorzugsaktie (in €)	1,44 <sup>3</sup>	14,3	1,26	0,71	0,36	0,62
<b>Finanz- und Vermögenslage</b>						
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit <sup>4</sup>	734,2	-15,9	873,2	511,5	377,2	244,5
Investitionen in % vom Umsatz	12,5	0,7 Pp	11,8	10,3	12,3	15,2
Nettoverschuldung	2.375,3	37,1	1.732,7	1.883,9	1.014,0	959,5
Nettoverschuldung zu underlying EBITDA <sup>5</sup>	1,7		1,5	2,6	2,0	2,4
Eigenkapitalquote (in%)	38,1	7,9 Pp	30,2	30,8	38,1	38,5
<b>Mitarbeiter zum 31.12.</b>						
	15.942	15,3	13.832	10.637	9.036	8.125
<b>Sparte Bioprocess Solutions</b>						
Auftragseingang	3.122,7	-10,4	3.483,5	2.238,1	1.457,6	1.233,7
Umsatz	3.326,5	22,0	2.727,0	1.782,6	1.350,5	1.143,1
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	1.188,4	20,5	986,3	575,9	393,1	326,9
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	35,7	-0,5 Pp	36,2	32,3	29,1	28,6
<b>Sparte Lab Products &amp; Services</b>						
Auftragseingang	884,6	12,8	784,4	598,2	481,9	428,8
Umsatz	848,2	17,4	722,2	553,0	476,5	423,0
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	222,0	17,6	188,8	116,3	102,7	78,1
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	26,2	0,1 Pp	26,1	21,0	21,6	18,5

1 underlying = um Sondereffekte bereinigt

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

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

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

5 EBITDA umfasst underlying pro-forma-EBITDA von Akquisitionen für diese Periode

## Sartorius Aktien im Vergleich zum DAX (indexiert)

