

# Kennzahlen

Alle Werte nach IFRS in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben	2021	Δ in %	2020 <sup>5</sup>	2019	2018	2017
<b>Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis</b>						
Auftragseingang	4.267,9	50,5	2.836,3	1.939,5	1.662,5	1.501,4
Umsatz	3.449,2	47,7	2.335,7	1.827,0	1.566,0	1.404,6
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	1.175,0	69,7	692,2	495,8	405,0	353,2
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	34,1	4,5 Pp	29,6	27,1	25,9	25,1
Maßgeblicher Jahresüberschuss <sup>2</sup>	553,4	84,9	299,3	209,4	175,6	144,0
Ergebnis je Stammaktie (in €) <sup>2</sup>	8,08	85,0	4,37	3,06	2,56	2,10
Ergebnis je Vorzugsaktie (in €) <sup>2</sup>	8,09	84,8	4,38	3,07	2,57	2,11
Dividenden je Stammaktie (in €)	1,25 <sup>3</sup>	78,6	0,70	0,35	0,61	0,50
Dividenden je Vorzugsaktie (in €)	1,26 <sup>3</sup>	77,5	0,71	0,36	0,62	0,51
<b>Finanz- und Vermögenslage</b>						
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	865,8	69,3	511,5	377,2	244,5	206,5
Investitionen in % vom Umsatz	11,8	1,5 Pp	10,3	12,3	15,2	14,9
Nettoverschuldung	1.732,7	-8,0	1.883,9	1.014,0	959,5	895,5
Nettoverschuldung zu underlying EBITDA <sup>4</sup>	1,5	-	2,6	2,0	2,4	2,5
Eigenkapitalquote (in%)	30,2	-0,6 Pp	30,8	38,1	38,5	35,1
<b>Mitarbeiter zum 31.12.</b>						
	13.832	30,0	10.637	9.036	8.125	7.501
<b>Sparte Bioprocess Solutions</b>						
Auftragseingang	3.483,5	55,6	2.238,1	1.457,6	1.233,7	1.091,3
Umsatz	2.727,0	53,0	1.782,6	1.350,5	1.143,1	1.010,3
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	986,3	71,3	575,9	393,1	326,9	282,4
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	36,2	3,9 Pp	32,3	29,1	28,6	28,0
<b>Sparte Lab Products &amp; Services</b>						
Auftragseingang	784,4	31,1	598,2	481,9	428,8	410,1
Umsatz	722,2	30,6	553,0	476,5	423,0	394,2
Underlying EBITDA <sup>1</sup>	188,8	62,3	116,3	102,7	78,1	70,8
Underlying EBITDA <sup>1</sup> in % vom Umsatz	26,1	5,1 Pp	21,0	21,6	18,5	18,0

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 von Akquisitionen für diese Periode

5 Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokationen für die Erwerbe von BIA Separations sowie WaterSep BioSeparations angepasst.

## Sartorius Aktien im Vergleich zum DAX (indexiert)

