

Unternehmensprofil

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der Biopharma-Branche: Mit unseren Lösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, Medikamente sicher, zeit- und kosteneffizient zu entwickeln und zu produzieren. Sartorius wurde 1870 gegründet und beschäftigt aktuell über 15.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. Das operative Geschäft betreibt das Unternehmen in den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services.

Investment Highlights

1. Klarer Fokus auf die attraktive Biopharma-Branche
2. Langfristige Wachstumstreiber und signifikante Markteintrittsbarrieren
3. Marktführende Stellung in Schlüsseltechnologien und renommierte Marke
4. Hoher Anteil wiederkehrender Umsätze und diversifizierte Ertragsbasis
5. Erfolgreicher Track Record bei Allianzen und Akquisitionen; starke Präsenz in Wachstumsregionen

Kennzahlen

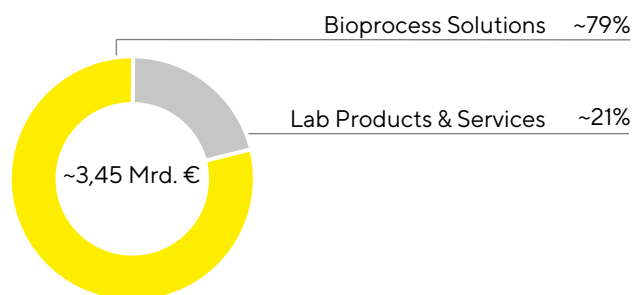
in Mio. € sofern nicht anderweitig angegeben

	Q1 2022	Δ in %	Q1 2021 ¹	2021	2020
Umsatz (Δ wechsellkursbereinigt)	1.024,8	+25,4	791,1	3.449,2	2.335,7
Auftragseingang (Δ wechsellkursbereinigt)	1.112,2	-5,8	1.138,6	4.267,9	2.836,3
Underlying EBITDA ²	349,0	+32,4	263,5	1.175,0	692,2
Underlying EBITDA ² in % vom Umsatz	34,1	+0,8Pp	33,3	34,1	29,6
Periodenergebnis ³	167,2	+37,5	121,7	553,4	299,3
Ergebnis je Stammaktie ³ in	2,44	+37,6	1,77	8,08	4,37
Ergebnis je Vorzugsaktie ³ in €	2,45	+37,3	1,78	8,09	4,38
Eigenkapitalquote in %	33,1	+2,3Pp	30,8	30,2	30,8
Verschuldungsgrad (underlying) ⁴	1,4		2,2	1,5	2,6

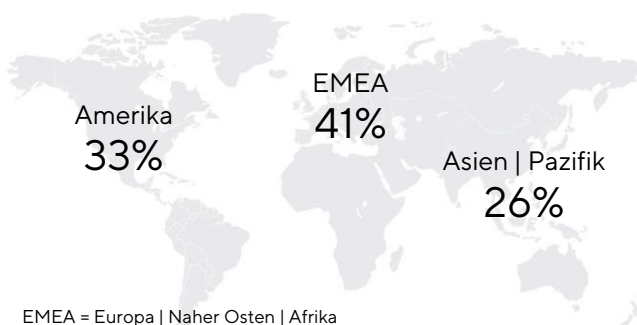
1 Finanzkennzahlen aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokationen für die Erwerbe von BIA Separations sowie WaterSep BioSeparations angepasst

2 Underlying = um Sondereffekte bereinigt 3 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote 4 Quotient aus Nettoverschuldung und underlying EBITDA der vergangenen zwölf Monate inklusive des pro-forma-Beitrags von Akquisitionen für diese Periode

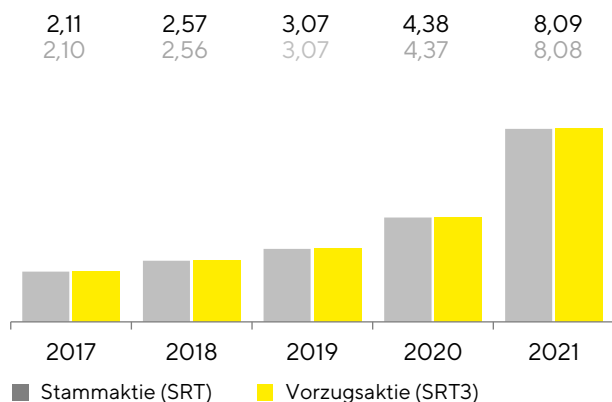
Umsatz nach Sparten 2021



Umsatz nach Regionen 2021



Ergebnis je Aktie¹ in €



Ausblick 2022¹

	Umsatz-wachstum	EBITDA-Marge ²
Sartorius Konzern	15-19%	~ 34%
Bioprocess Solutions	17-21%	~ 36%
Lab Products & Services	6-10%	~ 26%
Investitionsquote	~14%	

1 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nichtzahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

1 Wechselkursbereinigt

2 Underlying = um Sondereffekte bereinigt

Spartenstrategie

Bioprocess Solutions

- Komplettlösungsanbieter (Total Solution Provider) für zentrale Prozessschritte in der biopharmazeutischen Produktion
- Weltweit führende Positionen in wesentlichen Technologiebereichen mit Fokus auf Einweglösungen
- Regionaler Expansionsschwerpunkt auf den Biopharmamärkten Nordamerika und Asien
- Weiterentwicklung der Sparte durch gezielte Kooperationen und Akquisitionen

Lab Products & Services

- Premiumanbieter von Laborinstrumenten, Verbrauchsmaterialien und Service für die Probenvorbereitung und Bioanalytik
- Weltweit führende Positionen in den Bereichen Laborwaagen, Pipetten und Verbrauchsmaterialien
- Hohe Markenreputation, starke Produktpalette und globaler Service als Basis für den Ausbau von Marktanteilen
- Erweiterung des Portfolios um komplementäre Laborprodukte durch Zukäufe und Kooperationen

Stammdaten Vorzugsaktie

Börsenkürzel: SRT3

Ticker-Symbol Bloomberg: SRT3 GY

Ticker-Symbol Reuters: SATG_pe.DE

WKN | ISIN: 716 563 | DE0007165631

Stammdaten Stammaktie

Börsenkürzel: SRT

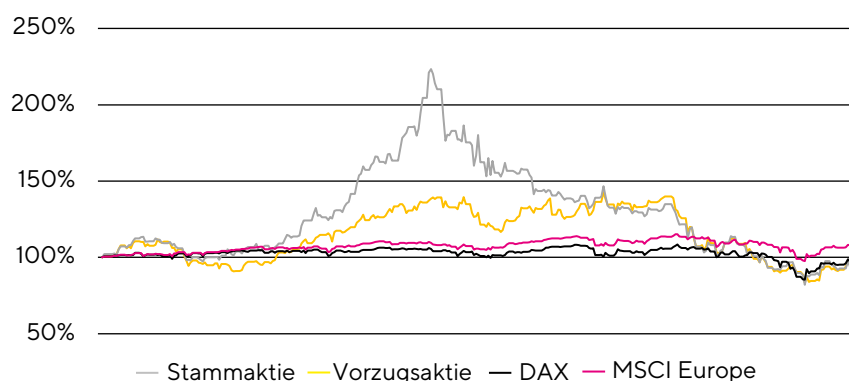
Ticker-Symbol Bloomberg: SRT GY

Ticker-Symbol Reuters: SATG

WKN | ISIN: 716 560 | DE0007165607

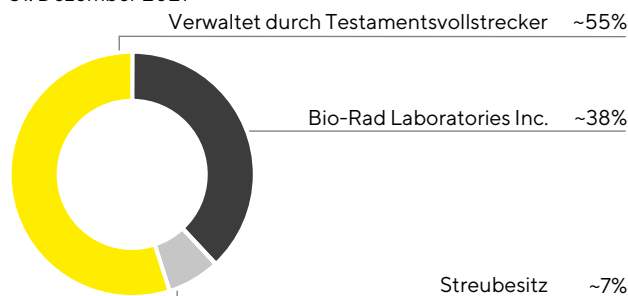
Sartorius Aktien im Vergleich (indiziert)

1. April 2021 bis 31. März 2022



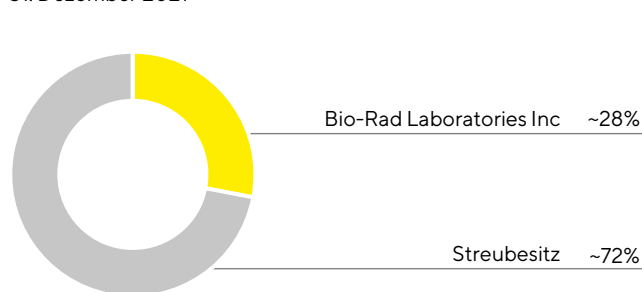
Aktionärsstruktur Stammaktie

31. Dezember 2021



Aktionärsstruktur Vorzugsaktie

31. Dezember 2021



Die Aktionärsstruktur bezieht sich auf ausstehende Aktien und schließt somit Aktien im Eigenbestand aus. Angaben zu Anteils- und Streubesitz entsprechend der gemäß §§ 33 ff. WpHG veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen und eigener Mitteilungen der Aktionäre. Die gesetzlichen Meldepflichten beziehen sich ausschließlich auf stimmberechtigte Aktien und nicht auf die stimmrechtslosen Vorzugsaktien.

Finanzkalender

21. Juli 2022

Veröffentlichung Halbjahreszahlen Jan. – Juni 2022

19. Oktober 2022

Veröffentlichung Quartalszahlen Jan. – Sept. 2022

Hinweis

Diese Publikation enthält verschiedene Aussagen, die die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns betreffen. Diese Aussagen beruhen sowohl auf Annahmen als auch auf Schätzungen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese vorausschauende Aussagen realistisch sind, können wir hierfür nicht garantieren. Denn unsere Annahmen bergen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen ist nicht geplant. In der gesamten Publikation können durch mathematische Rundungen bei der Addition scheinbare Differenzen auftreten.

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications

Tel.: +49.551.308.1686

Email: petra.kirchhoff@sartorius.com