

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 rund 13.500 Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern. Das operative Geschäft betreibt das Unternehmen in den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services.

Investment Highlights

1. Fokus auf den wachstumsstarken Biopharmamarkt
2. Breites und differenziertes Produktangebot
3. Starke globale Präsenz
4. Hoher Anteil wiederkehrender Umsätze; signifikante Markteintrittsbarrieren
5. Erfolgreicher Track Record bei Allianzen und Akquisitionen
6. Hohe Kontinuität in Bezug auf Kunden, Mitarbeiter und Management

Kennzahlen

in Mio. € sofern nicht anderweitig angegeben

	GJ 2024	Δ in %	GJ 2023 ⁶	GJ 2022	GJ 2021
Umsatz (% Δ Wechselkursbereinigt)	3.380,7	+0,1	3.395,7	4.174,7	3.449,2
Auftragseingang ¹ (% Δ Wechselkursbereinigt)	3.377,5	+10,8	3.066,9	4.007,3	4.267,9
Underlying EBITDA ²	945,3	-1,8	962,7	1.410,4	1.175,0
Underlying EBITDA-Marge ² in %	28,0	-0,3 Pp	28,3	33,8	34,1
Maßgeblicher Jahresüberschuss ³	279,9	-17,3	338,5	655,4	553,4
Ergebnis je Stammaktie ³ in €	4,05	-18,0	4,94	9,57	8,08
Ergebnis je Vorzugsaktie ³ in €	4,06	-18,0	4,95	9,58	8,09
Eigenkapitalquote ⁴ in %	38,6	+10,3 Pp	28,3	38,1	30,2
Verschuldungsgrad (underlying) ⁵	4,0		5,0	1,7	1,5

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

2 Operatives oder underlying EBITDA: das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

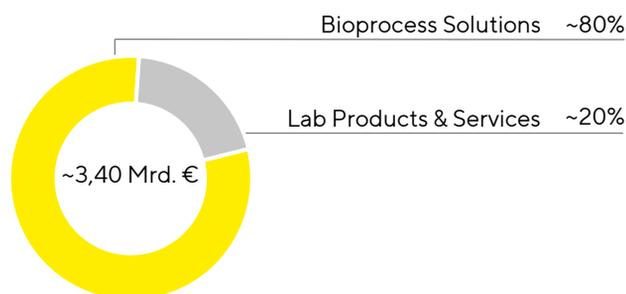
3 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

4 Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme

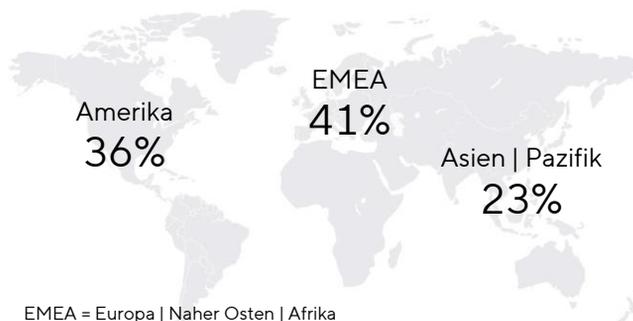
5 Quotient aus Nettoverschuldung und operativem EBITDA der vergangenen zwölf Monate inklusive des pro-forma-Beitrags von Akquisitionen für diese Periode

6 Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Polyplus angepasst.

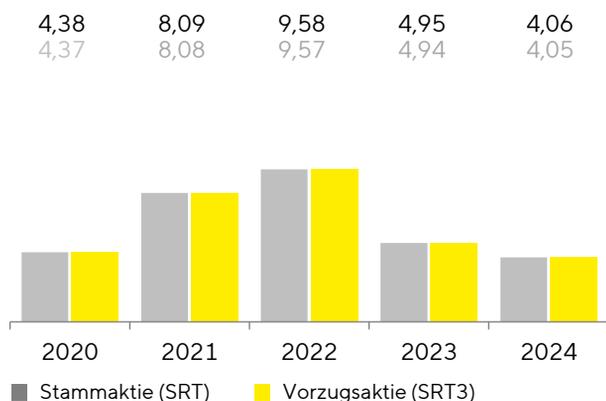
Umsatz nach Sparten 2024



Umsatz nach Regionen 2024



Bereinigtes Ergebnis je Aktie¹ in €



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

Ausblick 2025¹

	Umsatz-wachstum	EBITDA-Marge ²
Sartorius Konzern	Profitables Wachstum über Marktniveau; moderate Umsatzsteigerung, vorrangig getrieben durch Wiederholgeschäfte mit Verbrauchsmaterialien	Leicht stärkere Erhöhung des Ertrags gemessen am operativen EBITDA im Vergleich zum Umsatz
Bioprocess Solutions	Bioprocess Solutions dürfte stärker zum Wachstum beitragen als Lab Products & Services	--
Lab Products & Services		
Investitionsquote	Auf Vorjahresniveau	

1 Eine quantifizierte Prognose erfolgt mit der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse

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

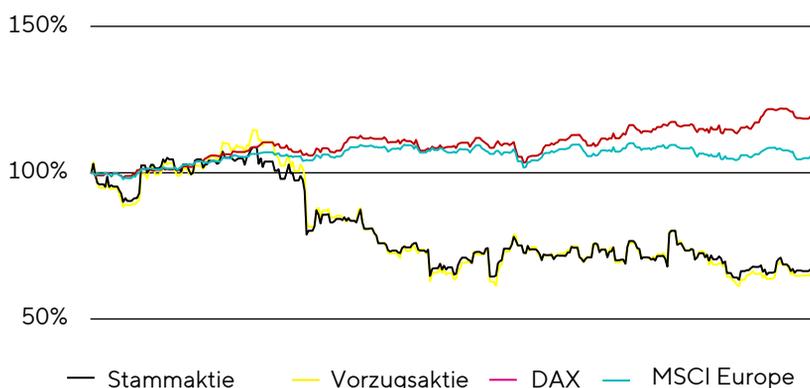
Ticker-Symbol Bloomberg: SRT GY

Ticker-Symbol Reuters: SATG

WKN | ISIN: 716 560 | DE0007165607

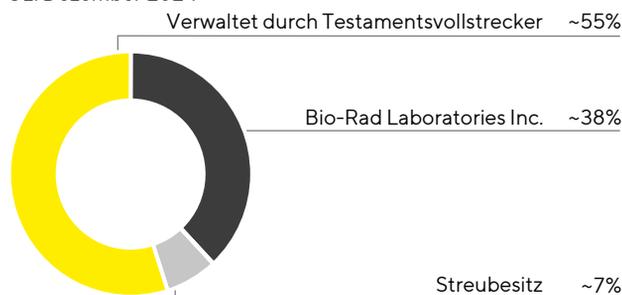
Sartorius Aktien im Vergleich (indiziert)

1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024



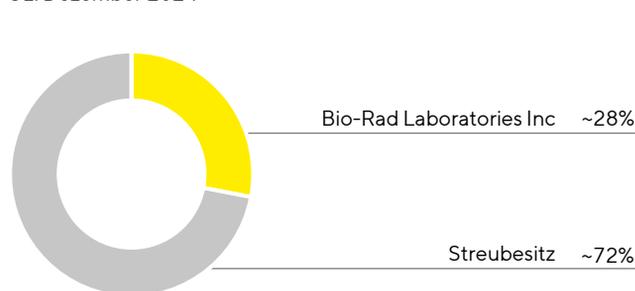
Aktionärsstruktur Stammaktie

31. Dezember 2024



Aktionärsstruktur Vorzugsaktie

31. Dezember 2024



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

27. März 2025
Hauptversammlung in Göttingen

16. April 2025
Veröffentlichung Q1-Ergebnisse

22. Juli 2025
Veröffentlichung Halbjahresbericht

16. Oktober 2025
Veröffentlichung Q3-Ergebnisse

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 vorausschauenden 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

Petra Müller
Head of Investor Relations
Tel.: +49.551.308.6035
Email: petra.mueller2@sartorius.com