

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 13.800 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. 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

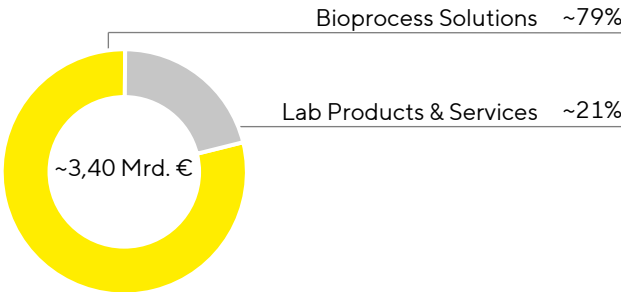
Kennzahlen

in Mio. € sofern nicht anderweitig angegeben

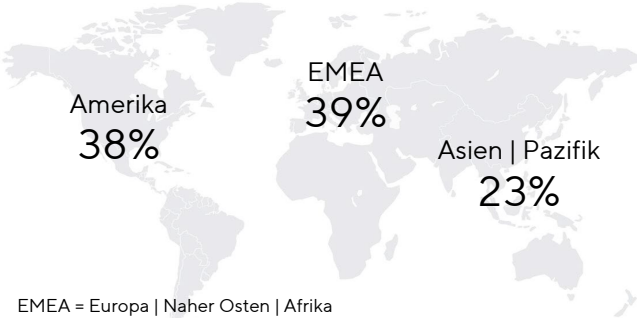
	9M 2024	Δ in %	9M 2023 ⁶	GJ 2023	GJ 2022	GJ 2021
Umsatz (% Δ Wechselkursbereinigt)	2.473,9	-2,0	2.545,9	3.395,7	4.174,7	3.449,2
Auftragseingang ¹ (% Δ Wechselkursbereinigt)	2.326,0	+6,6	2.200,9	3.066,9	4.007,3	4.267,9
Underlying EBITDA ²	686,5	-6,4	733,4	962,7	1.410,4	1.175,0
Underlying EBITDA-Marge ² in %	27,7	-1,1 Pp	28,8	28,3	33,8	34,1
Maßgebliches Periodenergebnis ³	208,2	-24,0	273,9	338,5	655,4	553,4
Ergebnis je Stammaktie ³ in €	3,01	-24,6	4,00	4,94	9,57	8,08
Ergebnis je Vorzugsaktie ³ in €	3,02	-24,6	4,01	4,95	9,58	8,09
Eigenkapitalquote ⁴ in %	38,6	+10,5 Pp	28,1	28,3	38,1	30,2
Verschuldungsgrad (underlying) ⁵	4,3		4,5	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.

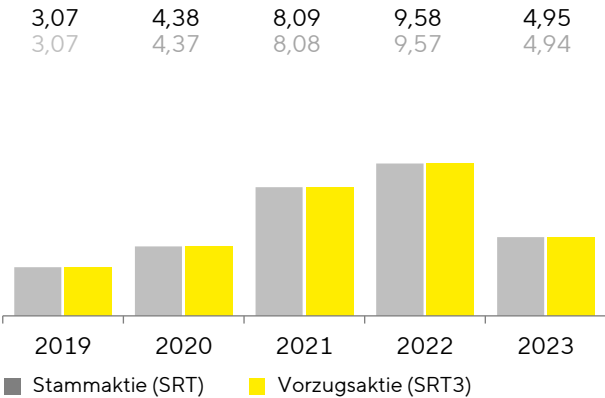
Umsatz nach Sparten 2023



Umsatz nach Regionen 2023



Ergebnis je Aktie¹ in €



Ausblick 2024^{1,2}

	Umsatz-wachstum (in %)	EBITDA-Marge ³
Sartorius Konzern	auf Vorjahresniveau, +/- niedrig einstellige %-Bandbreite	27 bis 29 %
Bioprocess Solutions	auf Vorjahresniveau, +/- niedrig einstellige %-Bandbreite	28 bis 30 %
Lab Products & Services	auf Vorjahresniveau, +/- niedrig einstellige %-Bandbreite	22 bis 24 %
Investitionsquote	~12,0%	

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

1 Wechselkursbereinigt; 2 Stand: 18. Juli 2024; 3 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

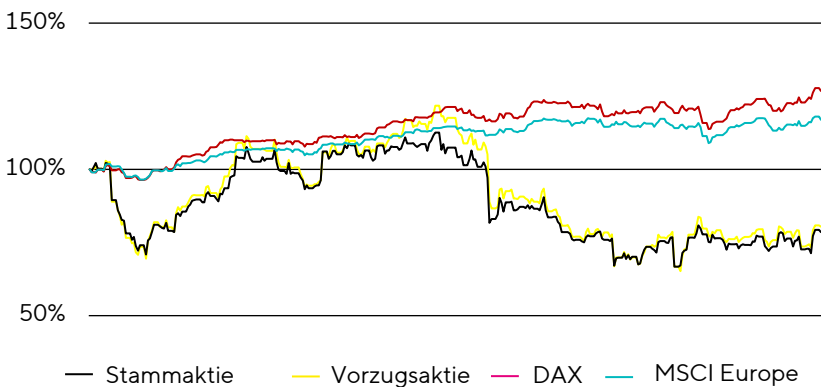
Börsenkürzel: SRT3
Ticker-Symbol Bloomberg: SRT3 GY
Ticker-Symbol Reuters: SATG_pe.DE
WKN | ISIN: 716 563 | DE0007165631

Stammdaten Stammaktie

Börsenkürzel: SRT
Ticker-Symbol Bloomberg: SRT GY
Ticker-Symbol Reuters: SATG
WKN | ISIN: 716 560 | DE0007165607

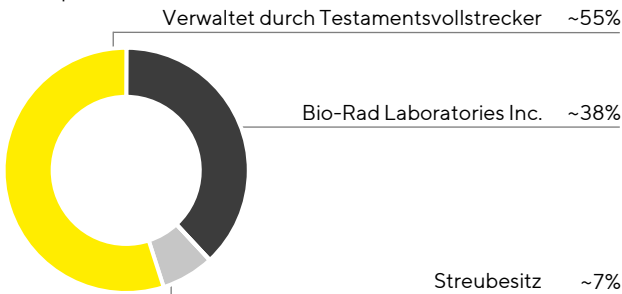
Sartorius Aktien im Vergleich (indiziert)

1. Oktober 2023 bis 30. September 2024



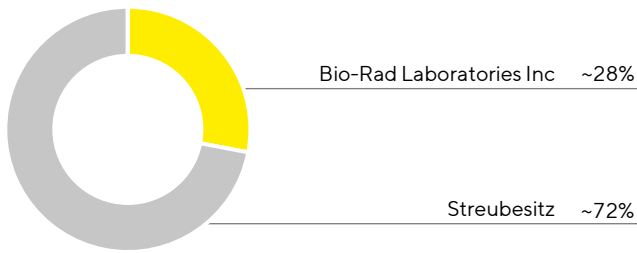
Aktionärsstruktur Stammaktie

30. September 2024



Aktionärsstruktur Vorzugsaktie

30. September 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

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.