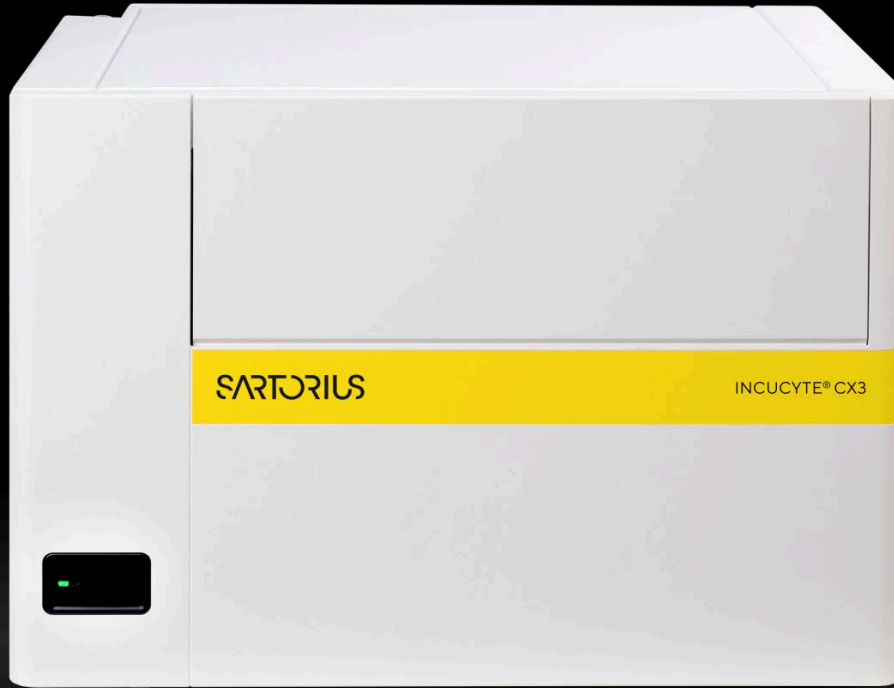


Simplifying Progress



Geschäftsergebnisse
der ersten neun Monate 2025

Mediengespräch mit Dr. Michael Grosse | 16. Oktober 2025

SARTORIUS

Disclaimer

Diese Präsentation enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des Sartorius-Konzerns, die auf Annahmen und Schätzungen beruhen. Auch, wenn wir diese vorausschauenden Aussagen als realistisch einschätzen, können wir nicht für sie garantieren, da sie Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Eine Aktualisierung der Aussagen ist nicht geplant.

In der Präsentation können durch mathematische Rundungen scheinbare Differenzen auftreten.

Dieses Mediengespräch wird aufgezeichnet.

Positiver Blick auf die ersten neun Monate: Prognose 2025 geschärft



- Deutliches Umsatzplus, Ertrag steigt weiter überproportional
- Wiederholgeschäft mit Verbrauchsmaterialien legt in beiden Sparten weiter zu; Geschäft mit Anlagen und Instrumenten: gedämpft, aber stabilisiert sich
- Ausbau der Forschungs- und Produktionsinfrastruktur geht weiter voran
- Innovationen im Fokus: Neue Partnerschaften und Produkte
- Konzern- und Spartenprognosen für das Gesamtjahr 2025 konkretisiert

Umsatz und Profitabilität steigen weiter deutlich

2.611 Mio. €

+7,5%¹

Umsatz

774 Mio. €

+12,8%

operativer Ertrag²

29,7 %

+2,0 Pp

operative Ertragsmarge²

305 Mio. €

Quote: 11,7%

Investitionen

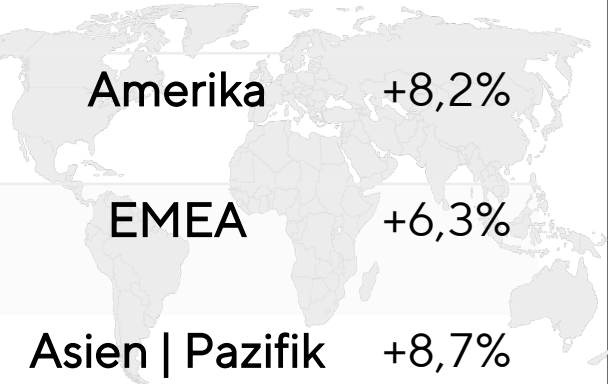
~13.900

+ ~350

Mitarbeitende³

1 wechsellkursbereinigt 2 Underlying EBITDA, bereinigt um Sondereffekte 3 vs. 31. Dezember 2024

Sparte Bioprocess Solutions wächst nahezu zweistellig, Laborsparte erholt sich zunehmend; Wachstum zieht in allen Regionen an

Sparte	Umsatz	Ertrag ²	Marge ²	Umsatzwachstum ¹ nach Regionen
Bioprocess Solutions	2.115 Mio. € +9,9% ¹	667 Mio. € +17,3%	31,5 % +2,6 Pp	 Amerika +8,2% EMEA +6,3% Asien Pazifik +8,7%
Lab Products & Services	495 Mio. € -1,3% ¹	108 Mio. € -9,1%	21,7 % -1,5 Pp	

1 wechsellkursbereinigt 2 Underlying EBITDA, bereinigt um Sondereffekte

Investitionen in Innovationen, Wachstum und Resilienz fortgesetzt



Illkirch, Frankreich
Rohmaterialien für Zell-/Gentherapien

Songdo, Südkorea
Beutel, Filter, Medien

Göttingen, Deutschland
Filter

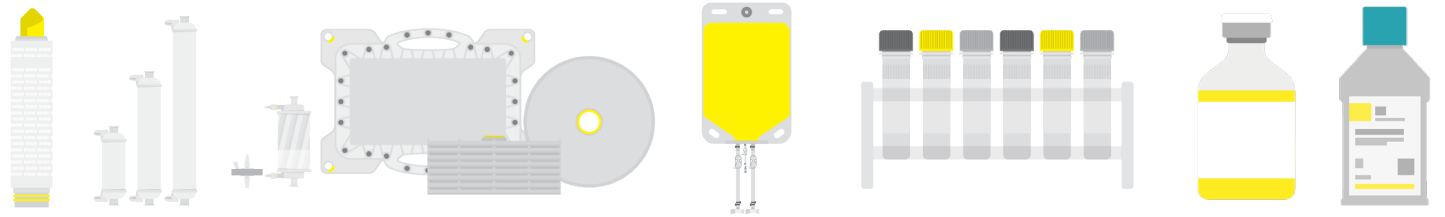
Nottingham, UK
Zellkultur-Reagenzien

Freiburg, Deutschland
Zellkultur-Reagenzien

Bielefeld, Deutschland
Medien

12,5 %

Geplante Investitionsquote 2025



Neue Produkteinführungen für schnellere, optimierte Prozesse in Labor und Produktion

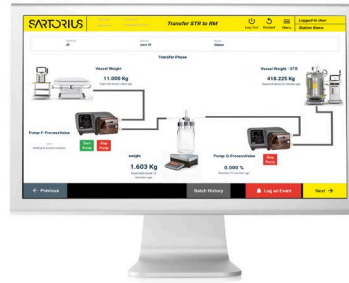
Sartocon®Q Hydrosart®

Tangentialflussfilter für schnellere Prozesse und weniger Wasserverbrauch



Biobrain® Operate

Neue digitale Lösungen für Bioprozesse



Kooperation mit  TULIP

Cubis® II Pipette Calibration

Schnellere, ISO-konforme Pipetten-Kalibrierung



Neue Partnerschaft mit US-Startup Nanotein für Fortschritte in der Herstellung von Zelltherapien



Vertriebs- und Entwicklungspartnerschaft

- NanoSpark®-Reagenzien steigern Aktivierung von Immunzellen und Zellexpansion in der Herstellung von Zelltherapien
- Exklusiver Vertrieb der NanoSpark®-Produkte
- Gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen für Zell- und Gentherapien geplant
- Investition von bis zu 3 Mio. US-Dollar in Minderheitsbeteiligung

NANOTEIN
TECHNOLOGIES



Prognose für 2025 konkretisiert

Prognose 2025	Umsatzwachstum ¹		operative EBITDA-Marge	
	konkretisiert	bisher ²	konkretisiert	bisher ²
Sartorius Group	+ ~ 7%	+ ~ 6% (+/-2pp)	leicht über 29.5%	~ 29-30%
Bioprocess Solutions	+ ~ 9%	+ ~ 7% (+/-2pp)	leicht über 31.5%	~ 31-32%
Lab Products & Services	etwa auf Vorjahresniveau	+ ~ 1% (+/-2pp)	~ 21.5%	~ 22-23%

- Wachstumsprognose beinhaltet anorganischen Beitrag von MATTEK von gut ~ 0,3Pp im Konzern; ~1Pp in Laborsparte, kein wesentlicher Margeneffekt erwartet.
- Prognose schließt Auswirkungen bestehender Zölle ein: rund +1% im Umsatz.
- Investitionsquote von unverändert ~ 12,5 % geplant.
- Verschuldungsgrad soll bis Jahresende weiterhin auf rund 3,5 reduziert werden.

¹ Wechselkursbereinigt ² organisch; ohne Berücksichtigung von Akquisitionen, Zöllen und damit verbundenen Maßnahmen

Fragen und Diskussion

