

SARTORIUS

Simplifying Progress

Geschäftsergebnisse 1. Halbjahr 2025

Medienkonferenz | 22. Juli 2025

Dr. Michael Grosse



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.

Profitables Wachstum im ersten Halbjahr



- Umsatz wächst; Ertrag steigt deutlich überproportional – bei schwierigen globalen Rahmenbedingungen
- Wie erwartet sehr gute Dynamik im margenstarken Geschäft mit Verbrauchsmaterialien; Kunden bleiben vorsichtig bei Investitionen in Anlagen und Laborinstrumente
- Investitionen in die Forschungs- und Produktionsinfrastruktur
- Erfolgreiche Einführung neuer Produkte
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Erstes Halbjahr: Umsatz plus 6%; Marge steigt auf knapp 30 Prozent

1.767 Mio. €

+6,1%¹

Umsatz

527 Mio. €

+11,9%

operativer Ertrag²

29,8 %

+1,7 Pp

operative Ertragsmarge²

169 Mio. €

+13,7%

Maßgebl. Periodenergebnis³

161 Mio. €

Quote: 9,1%

Investitionen

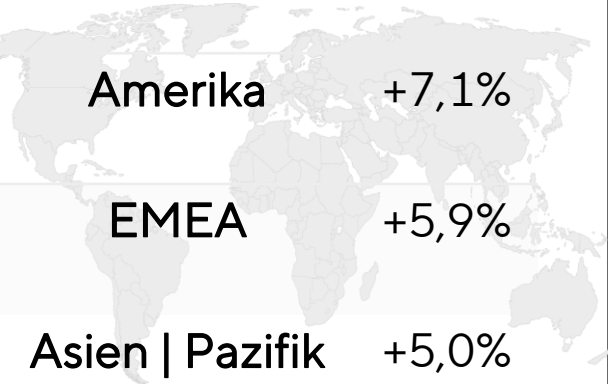
~13.700

+ ~160

Mitarbeitende⁴

1 wechsellkursbereinigt 2 Underlying EBITDA, bereinigt um Sondereffekte 3 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote 4 vs. 31. Dezember 2024

Größere Sparte Bioprocess Solutions setzt Aufwärtstrend fort;
Laborsparte mit noch gedämpfter Entwicklung; Wachstum in allen Regionen

Sparte	Umsatz	Ertrag ²	Marge ²	Umsatzwachstum ¹ nach Regionen
Bioprocess Solutions	1.435 Mio. € +8,8% ¹	453 Mio. € +16,5%	31,6 % +2,4 Pp	 Amerika +7,1% EMEA +5,9% Asien Pazifik +5,0%
Lab Products & Services	332 Mio. € -4,0% ¹	74 Mio. € -10,2%	22,3 % -1,3 Pp	

1 wechsellkursbereinigt 2 Underlying EBITDA, bereinigt um Sondereffekte

Kapazitätsausbau für sterile Einwegbeutel in Frankreich abgeschlossen



Aubagne, Frankreich

Erweiterung am Hauptsitz des französischen Teilkonzerns Sartorius Stedim Biotech

Campus
x 4

Produktion & Logistik
x 2

Automation


Nachhaltigkeit




Weitere Investitionen in Innovation, Wachstum und Resilienz



Göttingen, Deutschland
Filter

12,5 %

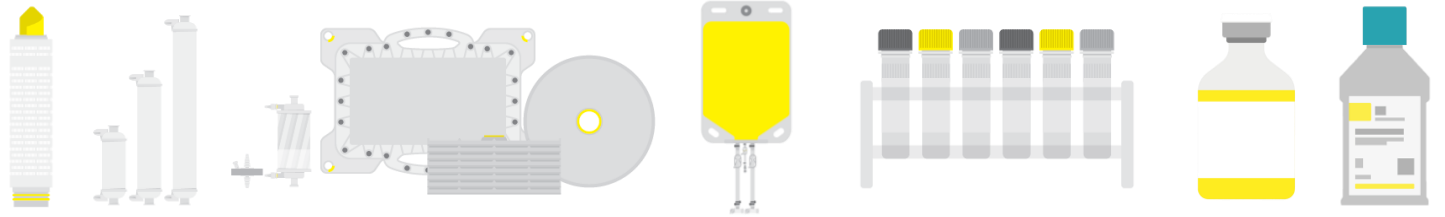
Geplante Investitionsquote 2025

Freiburg, Deutschland
Zellkultur-Reagenzien

Songdo, Südkorea
Beutel, Filter, Medien

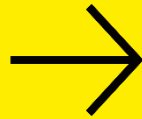
Bielefeld, Deutschland
Pulver- und Flüssigmedien

Nottingham, UK
Rekombinantes Humanalbumin



Neue Plattform für intensivierte Prozesse stößt auf großes Kundeninteresse

Heute
Produktion
in Chargen



Zukünftig
Kontinuierliche
Produktion

Niedrigere Produktionskosten



Geringere CO₂-Emissionen



Höhere Produktivität

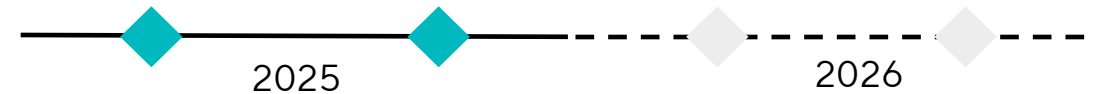
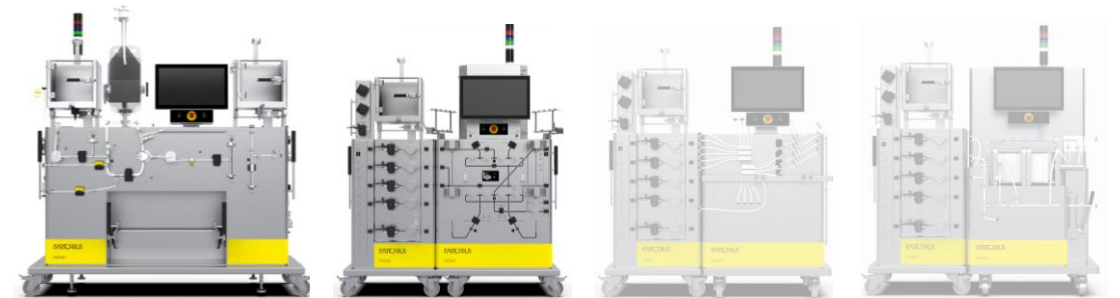


Kürzere Time-to-Market



Pionic®

Kooperation mit
sanofi



Neue Generation von Instrumenten optimiert Molekül- und Zellanalyse

Weiterentwickeltes Bioanalytik-Portfolio
Bessere und schnellere Erkenntnisse für die
Arzneimittelforschung und -entwicklung

Schnellere Ergebnisse



Höherer Durchsatz



Größere Flexibilität



Effizientere Durchführung



Octet®

Beobachtung
molekularer
Wechselwirkungen



iQue®

Hochdurchsatz-
Analyse von
Zellmerkmalen



Incucyte®

Live-Analyse von
Lebendzellen im
Inkubator



MATTEK  Akquisition
A BICO COMPANY abgeschlossen

2025

Prognose für 2025 bestätigt

Prognose 2025 ¹	Umsatzwachstum	operative EBITDA-Marge
Sartorius Konzern	+ ~6 % (+/- 2Pp)	~29 % bis ~30 %
Bioprocess Solutions	+ ~7 % (+/- 2Pp)	~31 % bis ~32 %
Lab Products & Services	+ ~1 % (+/- 2Pp)	~22 % bis ~23 %

- Investitionsquote von rund 12,5 % geplant
- Verschuldungsgrad soll bis Jahresende auf rund 3,5 reduziert werden
- Zusätzlicher Wachstumsbeitrag von gut 1Pp aus MatTek-Akquisition bei Lab Products & Services erwartet

Nicht in der Umsatz- und Margen-Prognose enthalten sind mögliche Effekte aus Zöllen bzw. entsprechenden Ausgleichs- und Korrekturmaßnahmen, die je nach Ausgestaltung, Umfang und Wirkungskdauer die Umsatz- und Margenentwicklung temporär in einem gewissen Ausmaß beeinflussen könnten. Einen Einfluss auf die starke Marktstellung und Wettbewerbsfähigkeit von Sartorius erwartet die Unternehmensleitung nicht.

1 organisch, Wechselkursbereinigt

Fragen und Diskussion

