

SARTORIUS

Simplifying Progress

Geschäftsergebnisse des
ersten Halbjahres 2026

Mediengespräch mit Dr. Michael Grosse | 23. Juli 2026



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.

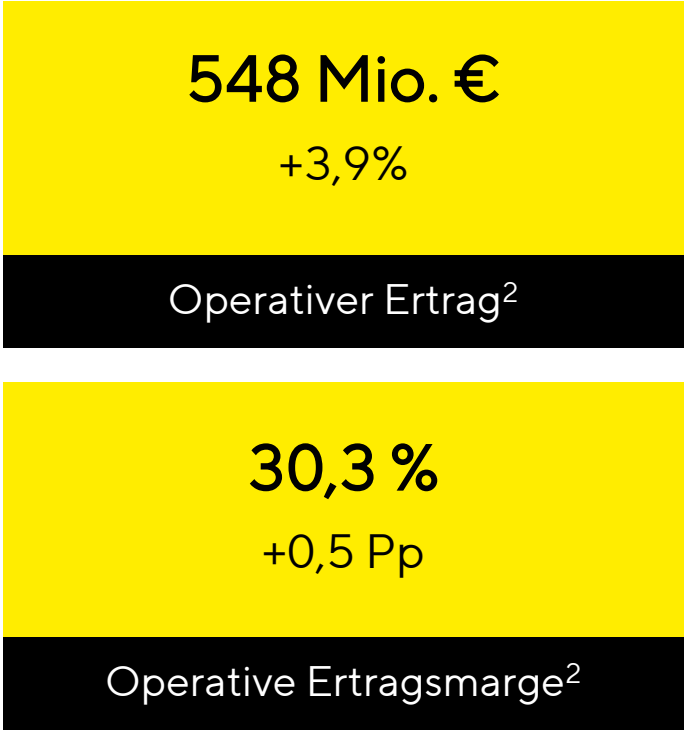
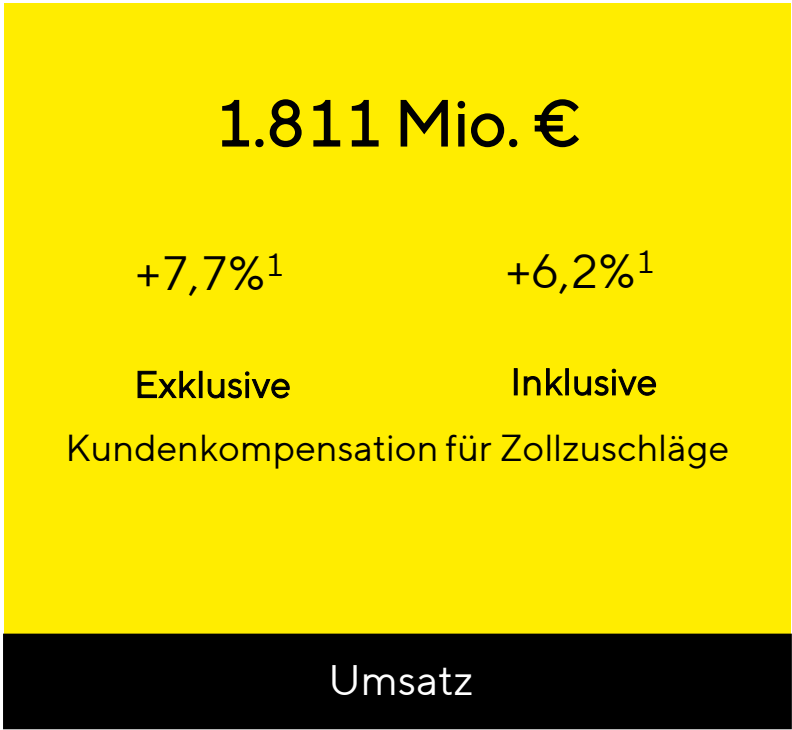
Dieses Mediengespräch wird aufgezeichnet.

Sartorius wächst weiter profitabel



- Operatives Geschäft entwickelt sich wie erwartet positiv
- Deutliches Umsatzplus in Konzern und beiden Sparten bei hoher Profitabilität
- Wiederkehrendes Geschäft mit Verbrauchsmaterialien weiter stark; Geschäft mit Anlagen und Instrumenten stabilisiert sich und wächst leicht; Laborsparte legt weiter zu
- Sondereffekt aus Rückzahlungen unrechtmäßiger US-Zölle und Kompensation von Zollzuschlägen an Kunden vermindert Umsatz
- Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Ergebnisse des 1. Halbjahres: Wie erwartet anhaltend positive Geschäftsentwicklung; Effekte aus Zollrückzahlungen bereits in Q2 enthalten



1 wechsellkursbereinigt 2 operatives EBITDA und operative EBITDA-Marge, bereinigt um Sondereffekte 3 vs. 31. Dezember 2025

Beide Sparten setzen Wachstumstrend fort; alle Regionen tragen zur Umsatzentwicklung bei

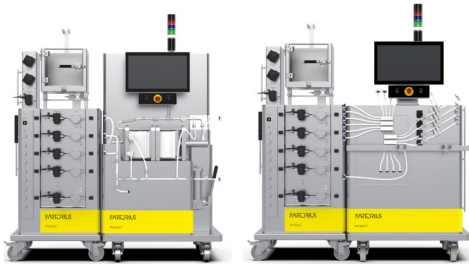
Sparte	Umsatz	Ertrag ⁴	Marge ⁴	Umsatz nach Regionen
Bioprocess Solutions	1.475 Mio. €	477 Mio. €	32,3 %	EMEA +7,2% ³
	+8,3% ¹ 6,7% ²	+5,2%	+0,7 Pp	784 Mio. €
Lab Products & Services	335 Mio. €	71 Mio. €	21,2 %	Amerika +5,6% ¹ +1,2% ²
	+5,3% ¹ +4,3% ²	-4,0%	-1,1 Pp	608 Mio. €
				Asien Pazifik +12,1% ³
				419 Mio. €

1 wechselkursbereinigt ohne Kundenkompensationen für Zollzuschläge 2 wechselkursbereinigt inklusive Kundenkompensationen für Zollzuschläge 3 wechselkursbereinigt
4 operatives EBITDA und operative EBITDA-Marge, bereinigt um Sondereffekte

Sartorius ermöglicht innovative Therapien durch fortschrittliche Fertigungsverfahren und KI-gestützte, digitale Abläufe

Pionic Module Quad & Cross

Chromatographie- und
Filtrationsmodule für
für intensivierten Bioprozesse



Ambr 250 HT Cell Therapies Vessel

Bioreaktor zur Kultivierung
empfindlicher Zellen und KI-
gestützten Prozessentwicklung



Cubis III Premium-Waage

Nächste Generation der
Wägetechnik für die digitale
Vernetzung im Labor



Incucyte Lebendzellanalyse

Kontinuierliche Erweiterung
der Suite an KI-basierten
Bildanalyse-Tools



Weitere Investitionen in Innovationen, Wachstum und Resilienz



Freiburg, Deutschland

Zellkultur-Reagenzien: Wachstumsfaktoren und Zytokine



eröffnet
Q2 2026

Songdo, Südkorea

Verbrauchsmaterialien
und Labore

**Göttingen,
Deutschland**

Filter

**Bielefeld,
Deutschland**

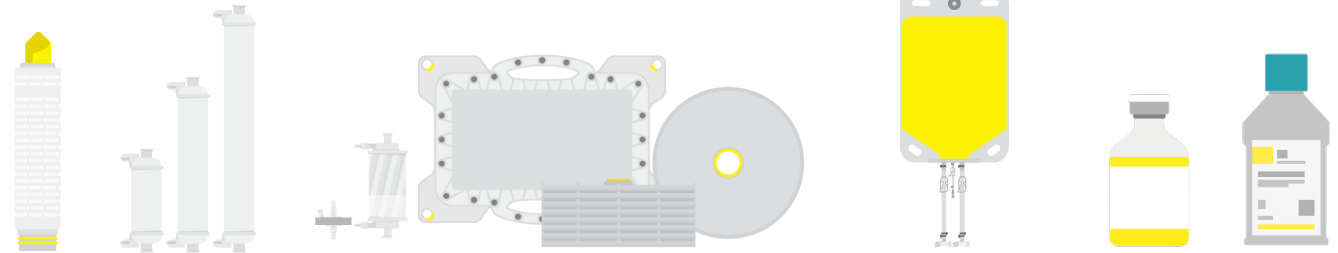
Medien

161 Mio. €

Investitionen

8,9 %

Investitionsquote



Prognose für 2026 bestätigt: Deutlich profitables Wachstum erwartet

Prognose 2026	Umsatzwachstum ¹	operative EBITDA-Marge
Sartorius-Konzern	~ 5 bis 9 %	etwas über 30 %
Bioprocess Solutions	~ 6 bis 10 %	etwas über 32 %
Lab Products & Services	~ 2 bis 6 %	etwas unter 21 %

- Weiterhin positive operative Geschäftsentwicklung im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen; Kundenkompensation für Zollzuschläge beeinflusst berichtete Umsatz- und Margenentwicklung.
- Wachstumsbeitrag von MATTEK im Konzern von ~0,3 Pp und in der Laborsparte von ~1.5 Pp erwartet.
- Investitionsquote soll weiterhin etwa das Vorjahresniveau von 12,5% erreichen.
- Dynamischer Verschuldungsgrad soll weiterhin auf etwas über 3 reduziert werden.

Aufgrund der erhöhten Dynamiken und Volatilitäten in der gesamten Life-Science-Industrie unterliegt die Prognose von Geschäftszahlen weiterhin einer größeren Unsicherheit, was sich in der aktuellen Bandbreite der Prognose widerspiegelt. Hierin sind potenzielle Änderungen an US-Zöllen ebenfalls nicht berücksichtigt.

1 wechselkursbereinigt inkl. Kundenkompensationen für Zollzuschläge

Fragen und Diskussion

