

# SARTORIUS

Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Dr. Joachim Kreuzburg

Auch in schwierigem Branchenumfeld  
behauptet Sartorius starke Marktposition

# Angepasste Jahresziele erreicht; ausgeprägte Geschäftsbelebung im Schlussquartal

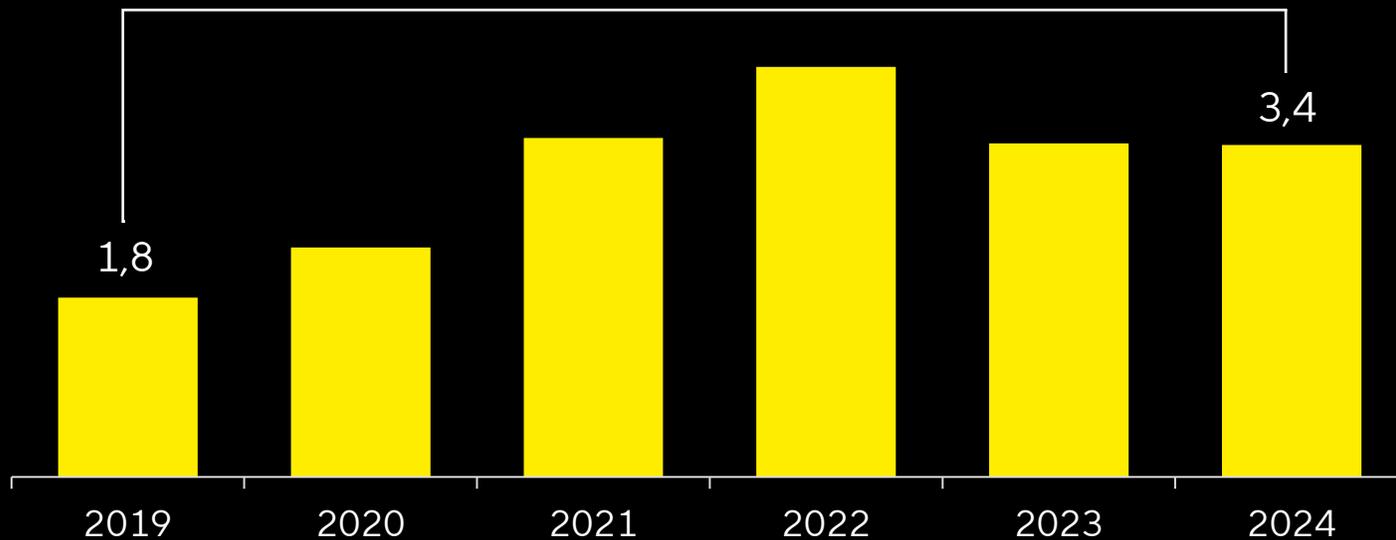
3,4 Mrd. € | 0%

Umsatz<sup>1</sup>

3,4 Mrd. € | +11%

Auftragseingang<sup>1</sup>

+85% Umsatzwachstum

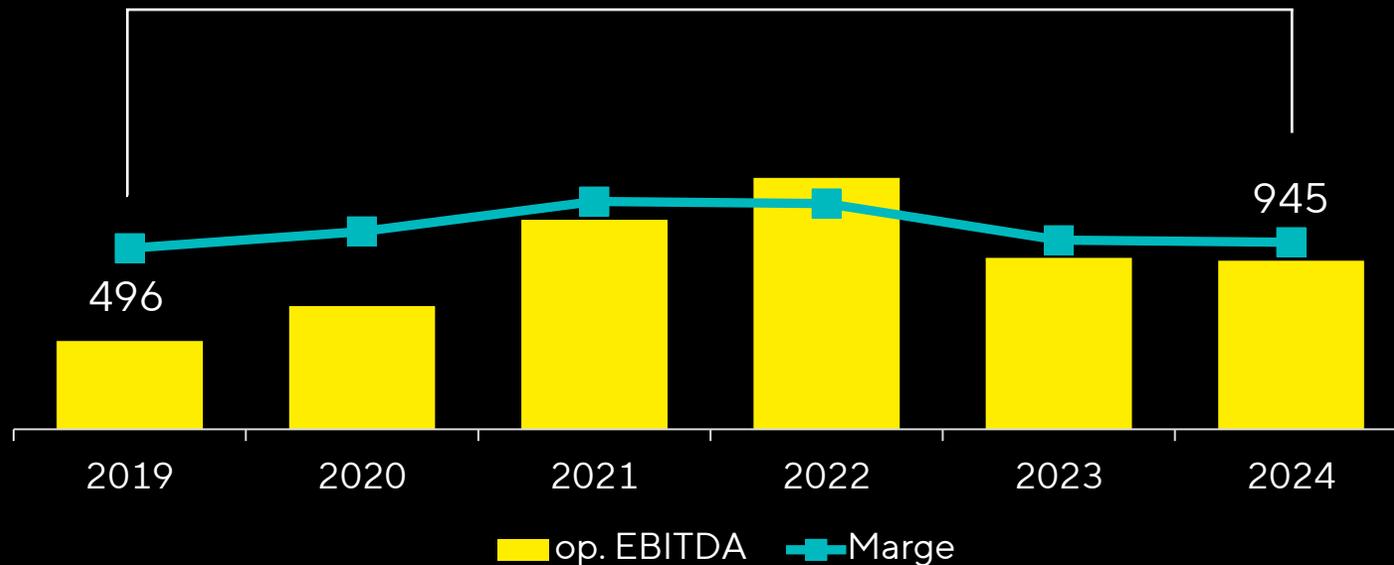


<sup>1</sup> Wachstum wechselkursbereinigt

- Kunden haben Lagerbestandsziele überwiegend erreicht
- Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien zieht deutlich an
- Branchenweit zurückhaltende Investitionen in neues Equipment

# Erfolgreiches Management der hohen Nachfragevolatilität; Profitabilität bleibt auf robustem Niveau

+91% Operatives EBITDA-Wachstum



28,0%

Operative EBITDA-Marge

945 Mio. € | -2%

Operatives EBITDA

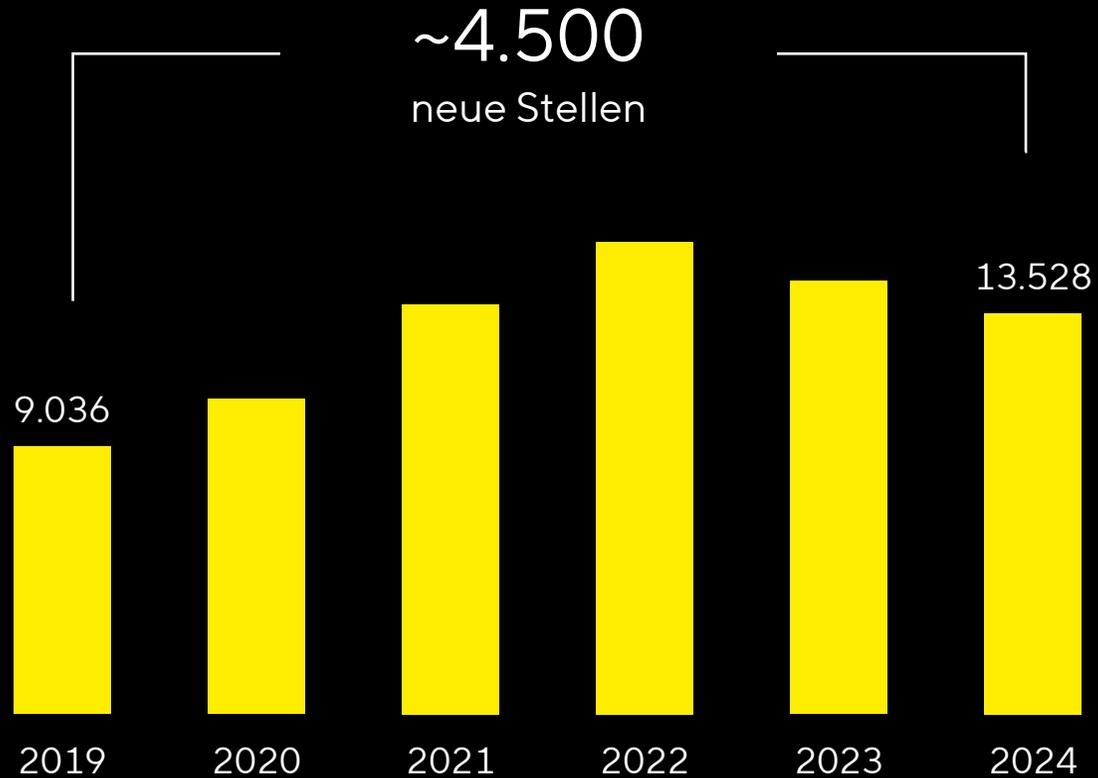
Operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte

# Sichtbare Nachfragedynamik in Bioprocess Solutions; robuste Entwicklung bei Lab Products & Services

	BPS	LPS
Umsatz	2,7 Mrd. €   +1%	0,7 Mrd.€   -3%
Auftragseingang	2,7 Mrd. €   +13%	0,7 Mrd. €   +4%
Operative EBITDA-Marge	29,3%	22,9%

Wachstum Umsatz und Auftragseingang wechselkursbereinigt; operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte

# Ein ambitioniertes Team von mehr als 13.500 Mitarbeitern



79%  
Führungsjobs  
intern besetzt

112  
Nationalitäten

34%  
Frauen in  
Führung

43%  
Akademiker

4,0 **kununu**<sup>®</sup>

DAX 40  
Ø 3,8

3,6 **glassdoor**<sup>®</sup>

Life-Science-Unternehmen  
Ø 3,5

Zum 31. Dezember 2024

# Branche kehrt schrittweise zu strukturellem Wachstumstrend zurück; erfolgreiche Effizienzmaßnahmen



# Umfangreiche Investitionen in Innovation, Wachstum und Resilienz



Kundennähe



Globales  
Netzwerk



Redundante  
Kapazitäten



Kontinuierliche  
Verbesserung

**~410 Mio. €**  
Investitionen 2024

## 2024 eröffnet



Marlborough, USA  
Innovationszentrum für Bioprozesse



Ann Arbor, USA  
Kompetenzzentrum für Bioanalytik

## Laufende Investitionen



Göttingen, Deutschland  
Filter



Songdo, Südkorea  
Beutel, Filter, Medien



Freiburg, Deutschland  
Zellkultur-Reagenzien



Aubagne, Frankreich  
Fluid-Management-Produkte

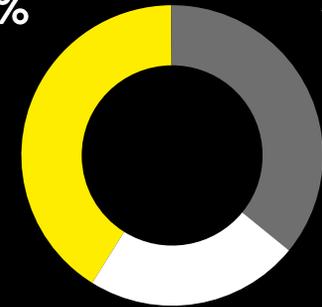
# Flexibilität und Resilienz durch 30+ Produktionsstandorte weltweit



## Umsatz nach Regionen

EMEA  
~41%

Amerika  
~36%

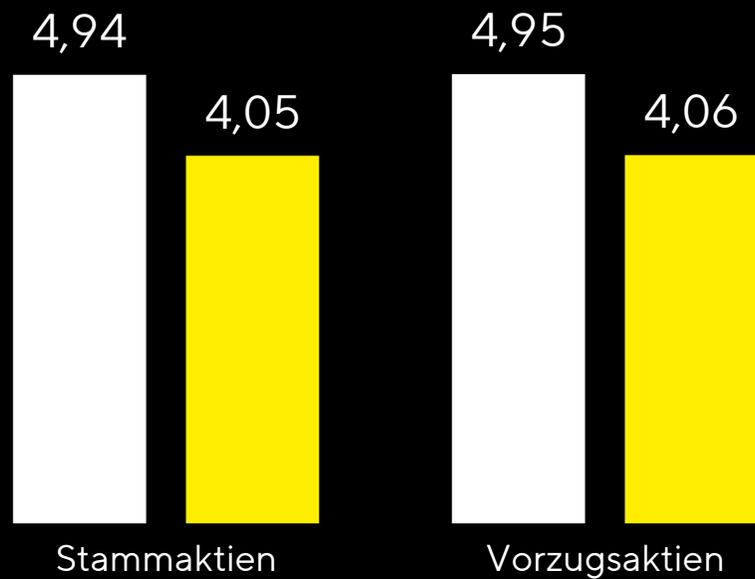


Asien | Pazifik  
~23%

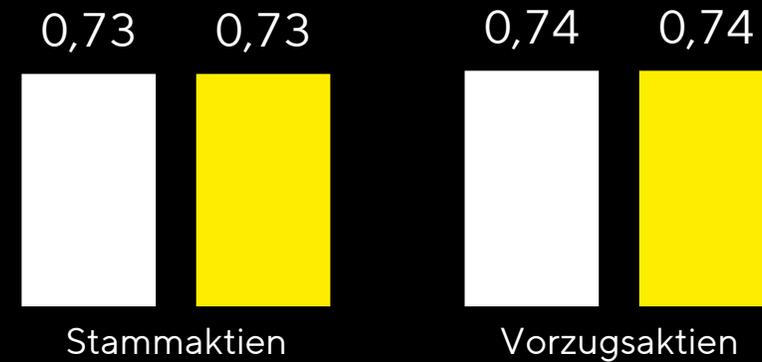
Zum 31. Dezember 2024

# Dividendenvorschlag

Maßgebliches Ergebnis je Aktie in €<sup>1</sup>



Dividende je Aktie in €



■ 2023 ■ 2024

<sup>1</sup> Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

Unsere Mission

Bessere Gesundheit für mehr Menschen

# Biologika haben die Behandlung schwerer Erkrankungen revolutioniert

## Verbesserte Überlebensrate bei Krebserkrankung



Anstieg der 5-Jahres-Überlebensrate von 75 % auf

**>90 %**

bei HER2-positivem Brustkrebs<sup>1</sup>

## Mehr Lebensqualität bei Autoimmunerkrankungen

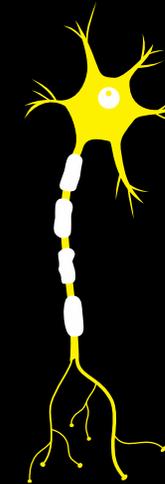


Reduktion von Krankheitsschüben um

**>60 %**

bei Multipler Sklerose<sup>2</sup>

## Behandlung von Gendefekten



Erhöhung der Überlebensrate von 25% auf

**>90 %**

bei Säuglingen mit Spinaler Muskelatrophie<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26099745/> <sup>2</sup> <https://dgn.org/junge-neurologie/multiple-sklerose/> <sup>3</sup> Verbesserung ohne permanente Atemunterstützung, <https://www.zolgensma.com/zolgensma-studies/symptomatic-study-results>

# Doch für die meisten Patienten sind diese Medikamente nicht verfügbar

Anteil globaler Umsatz monoklonale Antikörper | Anteil Weltbevölkerung

€    👤  
80% | 15%  
USA, Kanada und Europa



€    👤  
20% | 85%  
Rest der Welt

<https://wellcome.org/reports/expanding-access-monoclonal-antibodies>

# Biotech-Medikamente sind sehr effektiv, aber kostenintensiv

## Rheuma

Monoklonale Antikörper

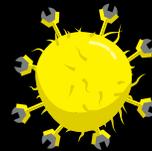


**~12.000 €**

Jahrestherapie in Deutschland<sup>1</sup>

## Blutkrebs

CAR-T-Zelltherapie



**~240.000 €**

Einmal-Therapie in Deutschland<sup>2</sup>

## Leukodystrophie

Gentherapie



**~4,25 Mio. \$**

Einmal-Therapie in den USA<sup>3</sup>

1 AOK, 2025 2 Charité, 2025 3 MIT Technology Review, 2024

# Entwicklungszeiten sind lang, Produktion ist aufwändig

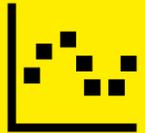


Schematisches Beispiel der biologischen Wirkstoffentwicklung mit Daten der Association of the British Pharmaceutical Industry

# Simplifying Progress

Schnellere Entwicklung neuer Medikamente;  
höhere Effizienz in der Produktion

# Innovationen für schnellere Ergebnisse, höhere Ausbeute, weniger Ressourceneinsatz



KI-gestützte  
Datenanalytik



Prozess-  
intensivierung



ATS-Plattform



Single-use-  
Materialien



Biostat® STR Bioreactors



Linkit® AX mit Flexsafe®



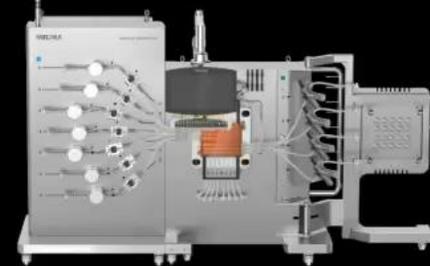
Ksep 50®



Flexsafe® Pro Mixer



Celsius® FFT



Resolute® BioSMB

# Komplexe, KI-gestützte Analysemethoden revolutionieren die Wirkstoffentwicklung

>90%

Kandidaten scheitern in klinischer Phase III – v.a. aufgrund mangelnder Wirksamkeit



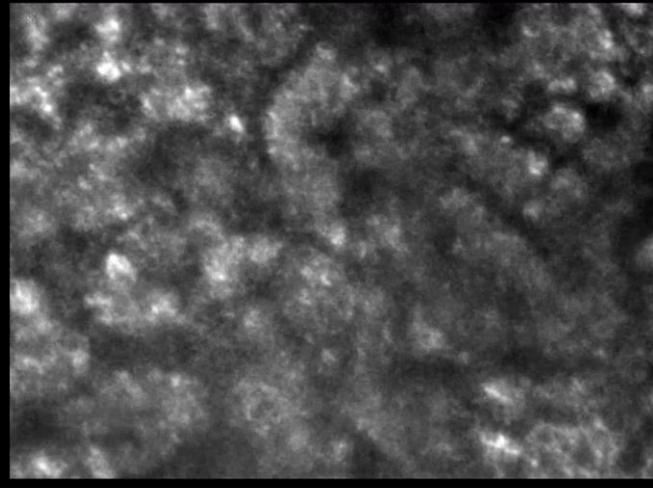
Zellmodelle imitieren menschliche Organe und ermöglichen bessere Vorhersagen



Präzisere Ergebnisse



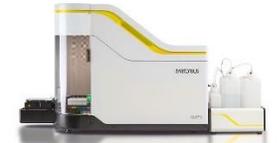
Weniger Tierversuche



Video: Dünndarmgewebe, Incucyte® S3

## Unsere Lösungen

Reagenzien, Instrumente und Partnerschaften zur Herstellung und Analyse von robusten Zellmodellen



BiCO



TheWell  
BIOSCIENCE



# Intensivierte Prozesse können Kosten halbieren und Produktivität verdreifachen

Heute  
Produktion  
in Chargen



Zukünftig  
Kontinuierliche  
Produktion

Produktionskosten

**-50%**

Prozessfußabdruck

**-60%**

Produktivität

**x3**

CO<sub>2</sub>-Emissionen

**-20%**

2025  
**Pionic® Plattform**  
für kontinuierliche Bioprozesse

Kooperation mit  
**sanofi**



# Einzigartiges Portfolio für effiziente Produktion neuartiger Therapien

Verfahren für neuartige Therapien noch nicht ausgereift

- Hohe Herstellungskosten
- Plattformen noch nicht etabliert
- Geringe Erträge
- Mangelnde Prozessrobustheit



Hoher Innovationsbedarf



Medien und Reagenzien

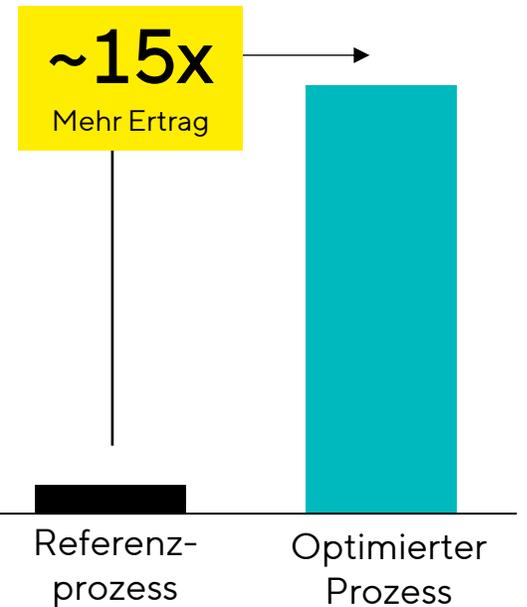


Up- und Downstream-Lösungen



Services

Beispiel  
Prozessentwicklung virale Vektoren



# Pioniere beim Einsatz nachhaltiger Materialien: Erste PFAS-freie Filter sowie Produkte aus nicht-fossilen Kunststoffen



Sartopore® Evoution Filter  
**PFAS-frei**

Anteil erneuerbarer  
Kunststoffe



Ambr®-Gefäße

**85%**



Flexsafe®-Beutel

**71%**



Vivaflow® Single-Use-Filter

**90%**



Ambitionierte Ziele auf Basis  
starker Markttrends

# Gesundheit ist nachhaltig eines der relevantesten globalen Themen

## Wachsende und alternde Weltbevölkerung<sup>1</sup>



**9,5 Mrd.**

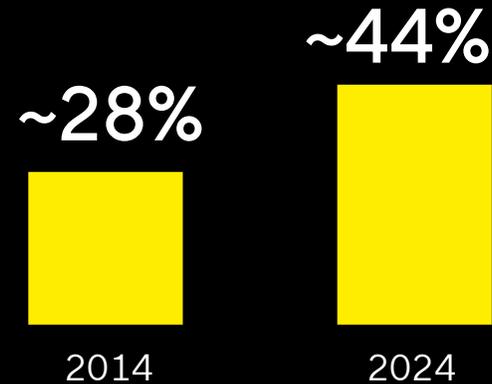
Weltbevölkerung in 2050



**>1,6 Mrd.**

Menschen über 65 Jahre

## Biologika gewinnen an Bedeutung<sup>2</sup>



Anteil Biologika F&E-Pipeline

## Deutliches Marktwachstum<sup>3</sup>

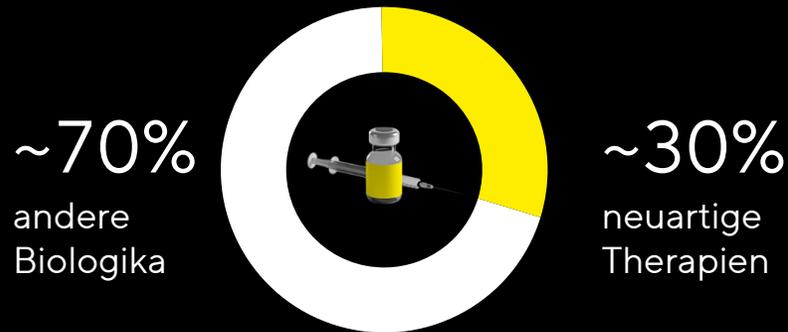
**~10%**

Ø jährliches Wachstum  
des Biopharma-Marktes  
2023 - 2028

<sup>1</sup> United Nations: World Population Prospects, 2024 <sup>2</sup> Citeline, 2024 <sup>3</sup> Company estimates based on industry reports (e.g. IQVIA, Evaluate Pharma, GlobalData) 2024

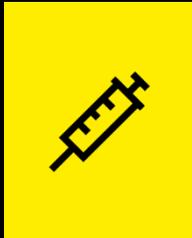
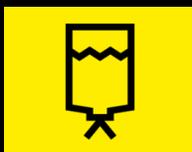
# Zunehmende Diversität an Modalitäten, enormes Innovationstempo, attraktives Marktwachstum

## Wachsende und zunehmend vielfältige Biologika-Pipeline<sup>1</sup>



- Zulassungsrekord: 47 Biologika in 2024 (2023: 41)<sup>2</sup>
- Darunter 9 neue Zell- und Gentherapien (2023: 7)

## Wachstumsfelder CAGR<sub>s</sub> 2022-2027<sup>3</sup>

	Pharma-Markt	→	~3-6%
	Laborinstrumente & Verbrauchsmaterialien	→	~5%
	Biopharma-Markt	→	~10%
	Biosimilars	→	~15%
	Zell- und Gentherapien	→	~20%
	Single-use	→	~15%

<sup>1</sup> Global Data 2024 <sup>2</sup> Enthält CDER- und CBER-Zulassungen <sup>3</sup> Eigene Schätzung basierend auf EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023 & Markets 2023

# Vorerst bewusst zurückhaltender Ausblick auf 2025: Profitables Wachstum in beiden Sparten erwartet

## Markt

Wachstum des Life-Science-Marktes erwartet;  
2025 allerdings noch unterhalb des langjährigen Durchschnitts

## Umsatz & Profitabilität

Moderates, profitables Umsatzwachstum in beiden Sparten über Marktniveau  
Etwas höherer Beitrag von Bioprocess Solutions, angetrieben vom Geschäft  
mit Verbrauchsmaterialien

## Verschuldungsgrad & Investitionsquote

Weitere organische Reduzierung des Verschuldungsgrads  
Investitionsquote etwa auf Vorjahresniveau

# Sartorius ist sehr gut aufgestellt für weiteres, nachhaltig profitables Wachstum



Klare Strategie,  
konsequente  
Umsetzung



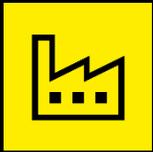
Starke, langfristige  
Wachstumstreiber



Wettbewerbsfähiges,  
differenziertes  
Produktportfolio



Hoher Anteil  
wiederkehrender  
Umsätze



Leistungsfähige,  
resiliente Produktions-  
und F&E-Infrastruktur



Ambitioniertes Team,  
hoher Kundenfokus

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit