

# SARTORIUS

## Simplifying Progress

### Geschäftsergebnisse 1. Halbjahr 2023

Medienkonferenz | 21. Juli 2023

Joachim Kreuzburg



# Disclaimer

---

Diese Präsentation 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 Präsentation können durch mathematische Rundungen bei der Addition scheinbare Differenzen auftreten. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Konferenz aufgezeichnet wird.

---

# Überblick

- Vorübergehend geringere Nachfrage auch im 2. Quartal; Auftragsbelegung ab dem späten 3. Quartal erwartet
- Operative EBITDA-Marge mit rund 30% auf gutem Niveau; Maßnahmen zur Kostenkontrolle wirken
- Im Juni revidierter Umsatz- und Ergebnisausblick für 2023 bestätigt
- Übernahme von Polyplus abgeschlossen und Integration gestartet; Anleihe-Emission in Vorbereitung



# Vorübergehender Nachfragerückgang prägt wie erwartet erstes Halbjahr

1.450 Mio. € | -32,7%<sup>1</sup>

Auftragseingang

1.735 Mio. € | -15,4%<sup>1</sup>

Umsatz

29,8% | -4,1 Pp

operative EBITDA-Marge<sup>2</sup>

2,95 € | 2,96 €

Ergebnis<sup>3</sup> je StA | VzA

~15.000 | -900<sup>4</sup>

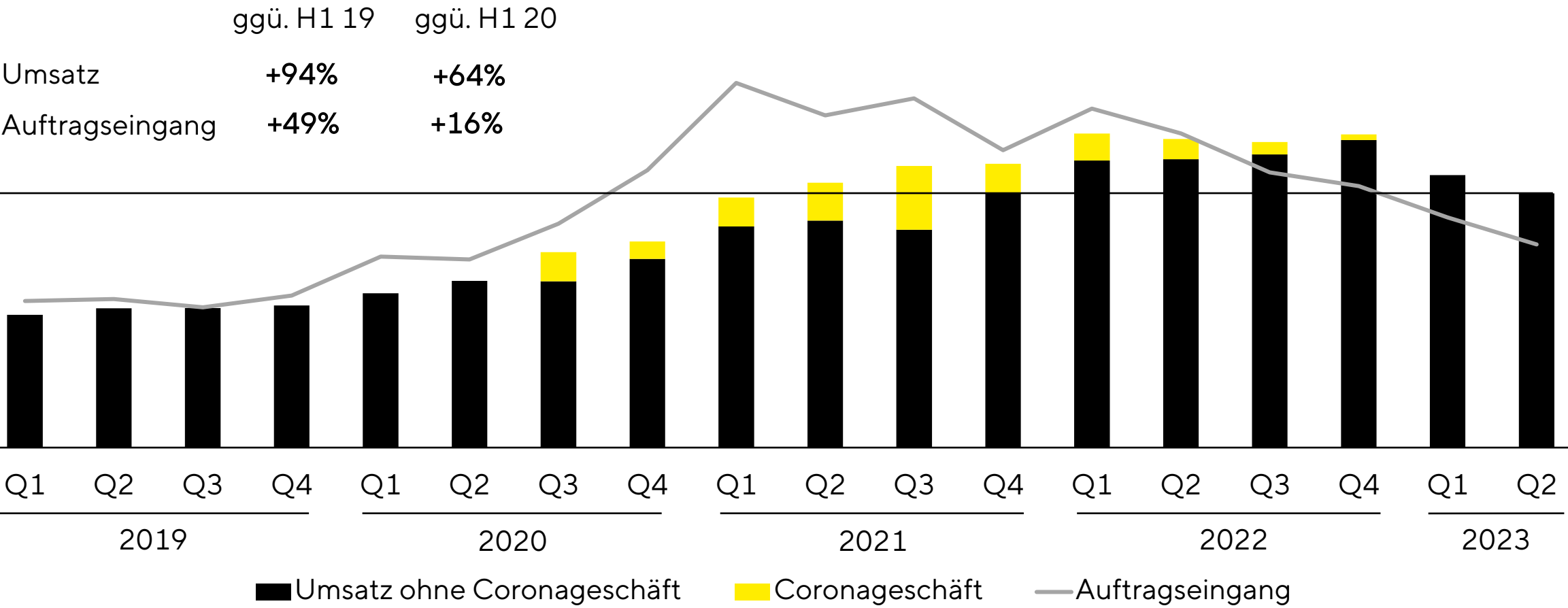
Mitarbeitende

Ausblick 2023  
bestätigt

Für Umsatz und Marge

<sup>1</sup> Wechselkursbereinigt <sup>2</sup> bereinigt um Sondereffekte <sup>3</sup> Basierend auf dem Periodenergebnis nach Anteilen Dritter; bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote <sup>4</sup> gegenüber 31. Dezember 2022

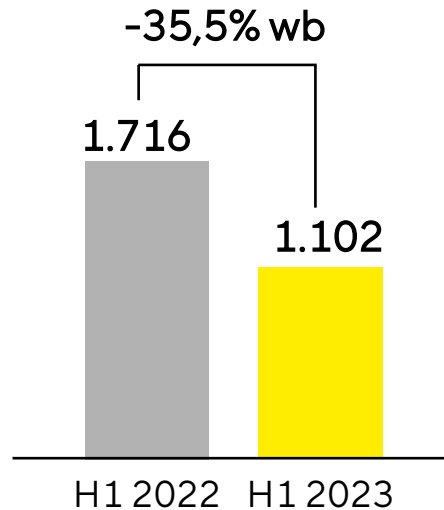
# Deutlich gestiegene Nachfrage-Volatilität seit Pandemie



# Aktuell schwaches Marktumfeld für Bioprocess Solutions

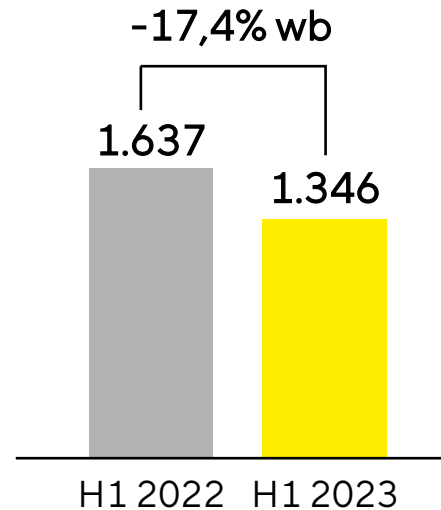
## Auftragseingang

in Mio. €



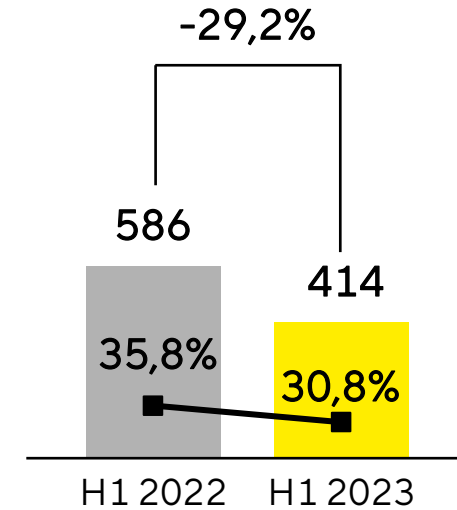
## Umsatz

in Mio. €



## Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



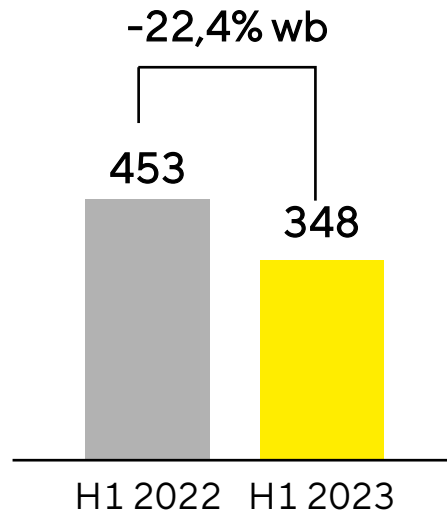
- Akquisitionen tragen ~1 Pp zur Umsatzentwicklung bei; ohne Coronageschäft Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich
- Auftragseingang stark durch Abbau von Lagerbeständen und Investitionszurückhaltung bei Kunden beeinflusst
- Operative EBITDA-Marge trotz niedrigerer Volumen auf gutem Niveau

wb = wechselkursbereinigt

# Lab Products & Services: Hohe Marge trotz Umsatzrückgang

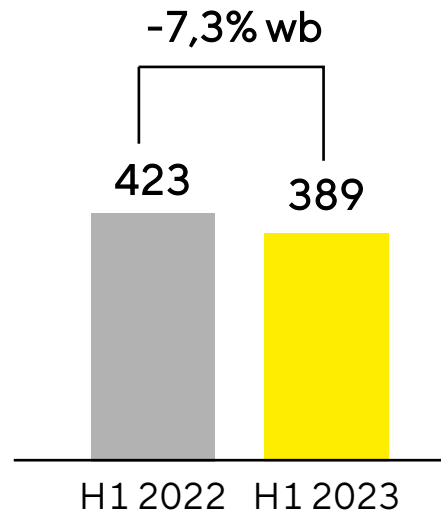
## Auftragseingang

in Mio. €



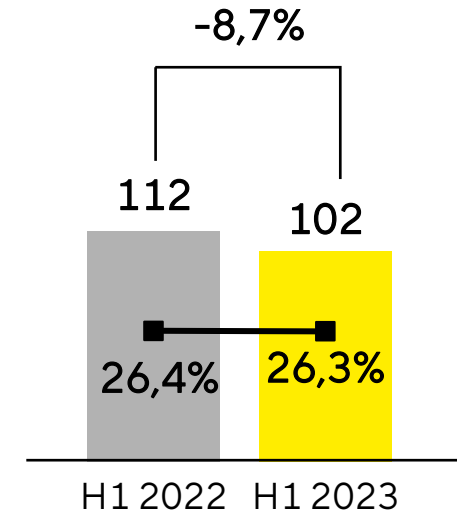
## Umsatz

in Mio. €



## Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



- Ohne Coronageschäft Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich
- Auftragseingang beeinflusst durch Wegfall des Geschäfts mit Komponenten für Coronatests und insgesamt schwächeren Märkten, insbesondere für jüngere Biotech-Unternehmen
- Operative EBITDA-Marge stabil auf dem hohem Vorjahresniveau

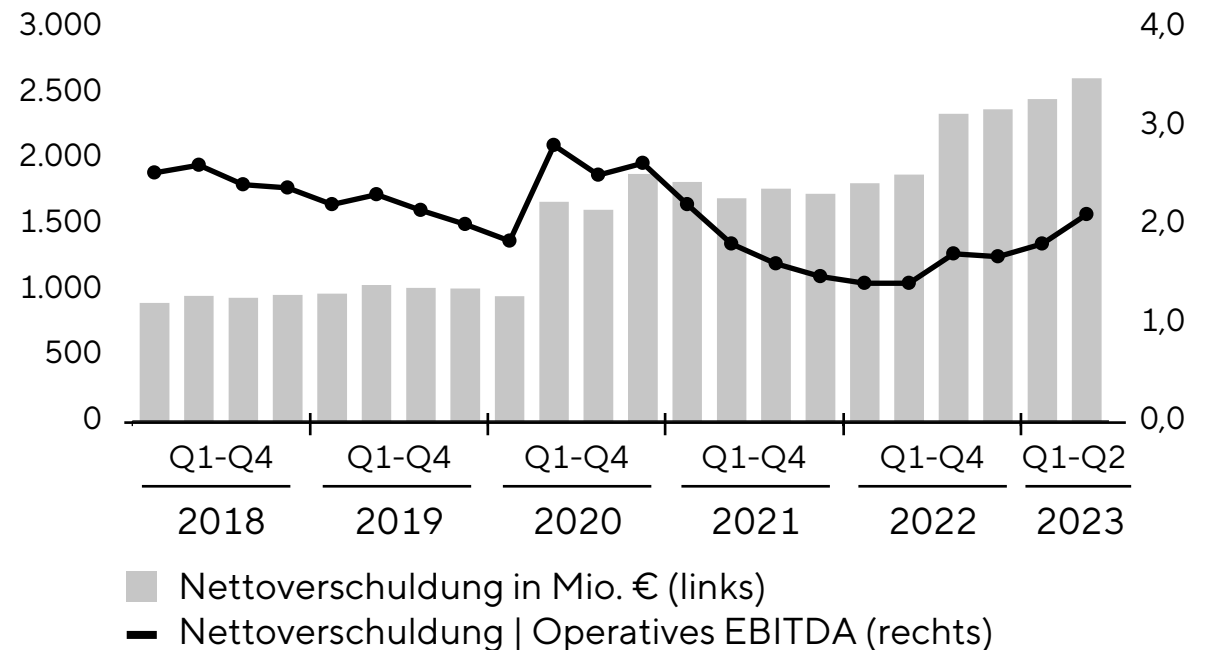
# Solide Finanzkennzahlen

## Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2022	30.06.2023
Eigenkapitalquote in %	38,1	<b>38,4</b>
Nettoverschuldung in Mio. €	2.375	<b>2.611</b>
Nettoverschuldung   Operatives EBITDA <sup>1</sup>	1,7	<b>2,1</b>





<sup>1</sup> Enthält operatives pro forma EBITDA der 2022 abgeschlossenen Akquisitionen

## Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad

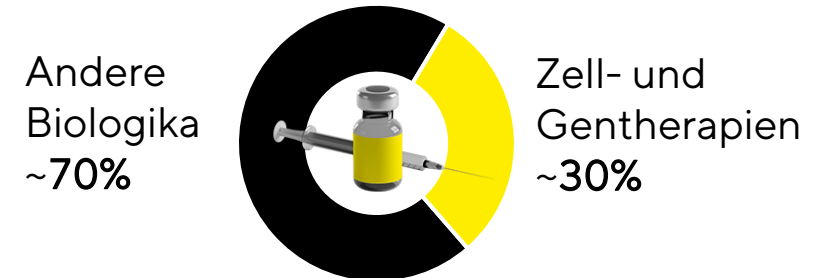




# Polyplus stärkt Position in stark wachsendem Zell- und Gentherapiemarkt

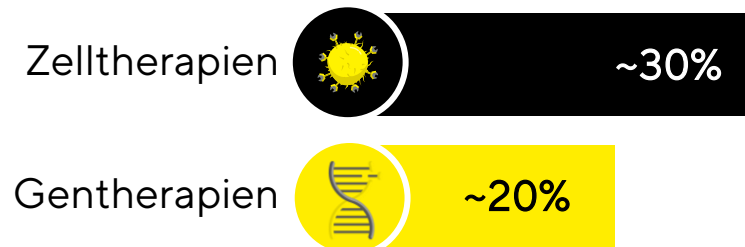
 <p>Hauptsitz in Straßburg, Frankreich; Standorte in Belgien, USA und China ~270 Mitarbeiter GMP Produktion Gegründet 2001</p>	<h3>Portfolio</h3> <p>Transfektionsreagenzien </p> <p>Plasmide </p> <p>Weitere Reagenzien </p>
<p>Kaufpreis ~ 2,4 Mrd. €</p> <p>Langfristige Refinanzierung über Anleihe-Emission in Vorbereitung</p>	

## Anteil Zell- /Gentherapien an Biopharma-Entwicklungspipeline <sup>1</sup>



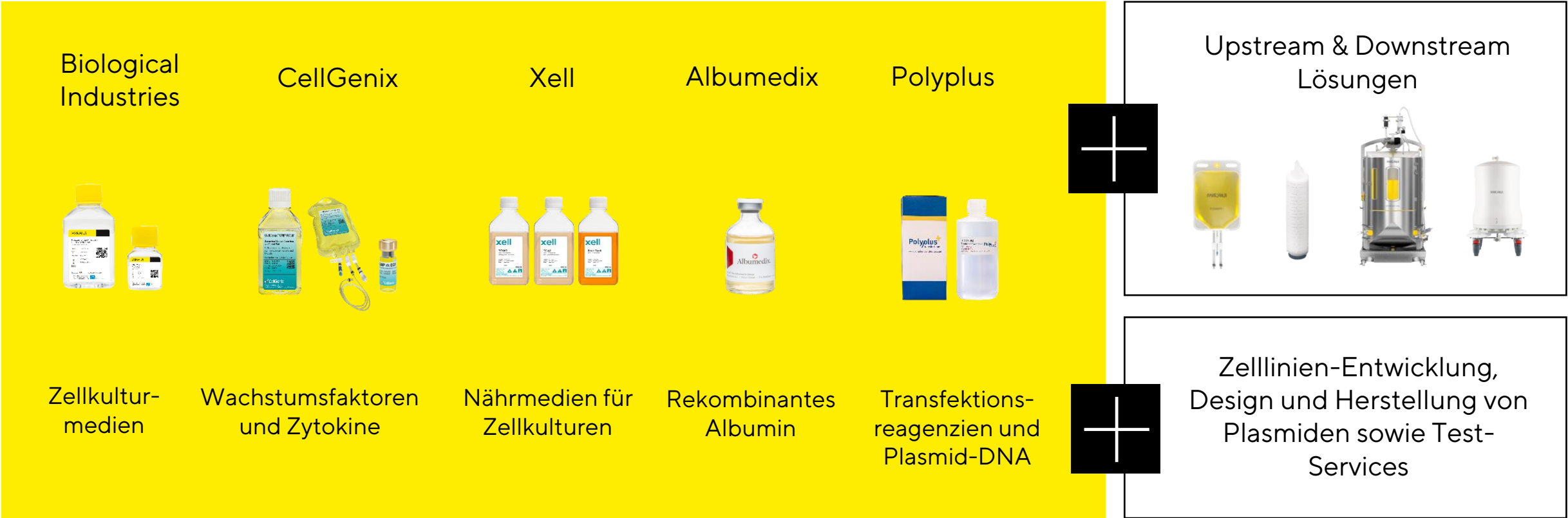
## Starkes Wachstum erwartet

CAGR 2022-2026<sup>2</sup>



1 Quelle: GlobalData, Juli 2023 2 Annahmen von Sartorius

# Sartorius mit leistungsfähigem Portfolio für Zell- und Gentherapien



# Umfangreiches Investitionsprogramm unterstützt Wachstumsambitionen

17,3 % | Investitionsquote<sup>1</sup>

~ 300 Mio. € | Investitionen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> H1 2023



**Yauco, Puerto Rico**  
Zellkulturmedien, Einwegbeutel, Filter



**Göttingen, Deutschland**  
Produktentwicklung, Membranproduktion,  
Filterproduktion



**Songdo, Südkorea**  
Zellkulturmedien, Einwegbeutel, Filter, Labore,  
Training



**Aubagne, Frankreich**  
Reinräume, Produktentwicklung, Labore, Büros, Lager



**Ann Arbor, Michigan, USA**  
Produkte und Dienstleistungen im Bereich Bioanalytik

# Ausblick 2023 für Umsatz und Marge bestätigt

Prognose 2023 <sup>1</sup>	Umsatzentwicklung (in %)	Operative EBITDA-Marge
<b>Sartorius Konzern</b>	<b>Rückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Bereich</b>	<b>~30%</b>
ohne coronabezogenes Geschäft davon Akquisitionen	Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich ~2 Pp <sup>2</sup>	
<b>Bioprocess Solutions</b>	<b>Rückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Bereich</b>	<b>~31%</b>
ohne coronabezogenes Geschäft davon Akquisitionen	Rückgang im hohen einstelligen bis niedrigen Zehner-Bereich ~2 Pp <sup>2</sup>	
<b>Lab Products &amp; Services</b>	<b>Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich bis stabil</b>	<b>~26%</b>
ohne coronabezogenes Geschäft	Niedrig einstelliger Rückgang bis niedrig einstelliges Wachstum	

- Polyplus seit dem 18. Juli enthalten; erwarteter Beitrag zur Umsatzentwicklung von rund 1 Prozentpunkt; kein Einfluss auf Prognosespanne
- Coronabezogenes Geschäft voraussichtlich mit untergeordneter Rolle
- Margenziele beinhalten Aufwendungen für die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität in Höhe von rund 1 Prozent des Umsatzes
- Investitionsquote bei etwa 15 Prozent erwartet
- Dynamischer Verschuldungsgrad voraussichtlich etwas über 4<sup>2</sup>

1 in konstanten Währungen 2 Einschließlich Polyplus-Akquisition

# Fragen und Diskussion



# Fragen und Diskussion

Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte das „Hand“-Symbol.

Wenn Sie Ihre Frage gestellt haben, können Sie Ihren Fragewunsch durch erneutes Drücken auf dieses Symbol deaktivieren.

Alternativ können Sie Ihre Frage auch über die Chat-Funktion stellen.