

# SARTORIUS

Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Dr. Joachim Kreuzburg

Herausforderndes  
Geschäftsjahr 2023 für die  
gesamte Life-Science-Industrie

# Temporäre Nachfragenormalisierung nach der Pandemie wirkt sich auf Konzernumsatz und Profitabilität aus

3,4 Mrd. € | -16,6%

Umsatz

963 Mio. € | -31,7%

Operatives EBITDA

28,3%

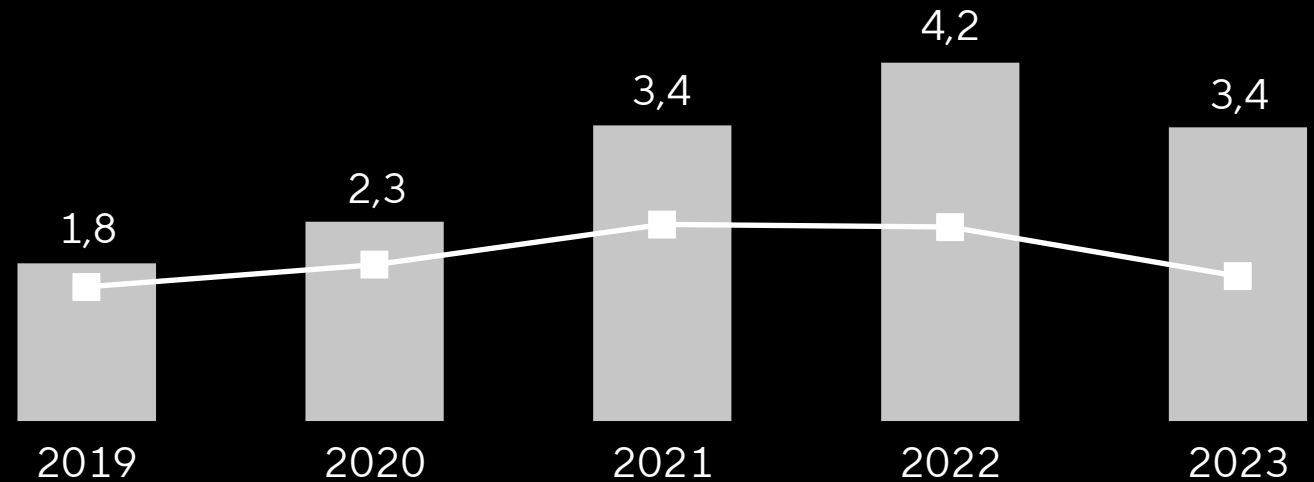
Operative EBITDA-Marge

+87%

Umsatzwachstum  
2023 ggü. 2019

+94%

Op. EBITDA-Wachstum  
2023 ggü. 2019

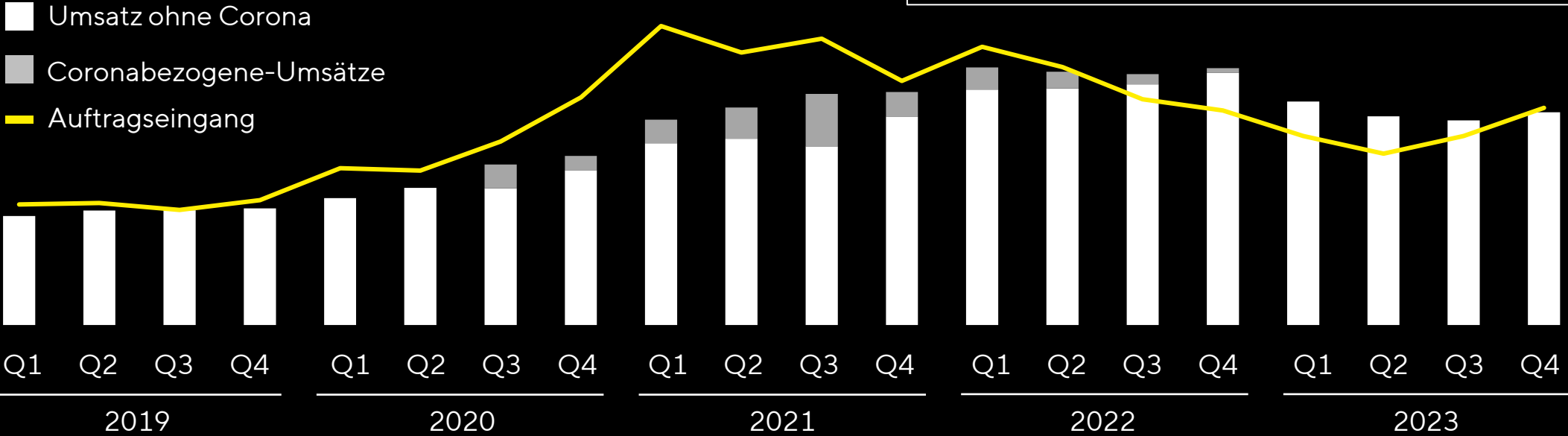


■ Umsatz in Mrd. € ■ Operative EBITDA-Marge

Umsatzwachstum wechselkursbereinigt; operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte

# Starke Performance während der Pandemie; sehr hohe Volatilität im Auftragseingang; positiver Trend seit Q3 2023

Schwankungsbreite Auftragseingang  
+91% Q1 2021 vs. Q1 2020  
-34% Q2 2023 vs. Q2 2022



# Geschäftsentwicklung 2023 geprägt durch sich wechselseitig verstärkende Faktoren

## Kunden



Lagerbestandsabbau

## Branche



Ende Corona-Pandemie

## Makro



Abflauende Konjunktur

## Geopolitik



Entfallenes  
Russlandgeschäft



Anpassung Lagerreichweiten



Marktschwäche China



Zinswende



Entkopplungstendenzen



Investitionszurückhaltung



Gedämpftes Biotech-  
Finanzierungsumfeld

# Beide Sparten von der temporären Nachfrageschwäche beeinflusst

	Bioprocess Solutions	Lab Products & Services
Umsatz	2.678 Mio. €   -18%	718 Mio.€   -13%
Auftragseingang	2.404 Mio. €   -21%	663 Mio. €   -23%
Operatives EBITDA	782 Mio. €   -34%	180 Mio. €   -19%
Operative EBITDA-Marge	29,2%	25,1%

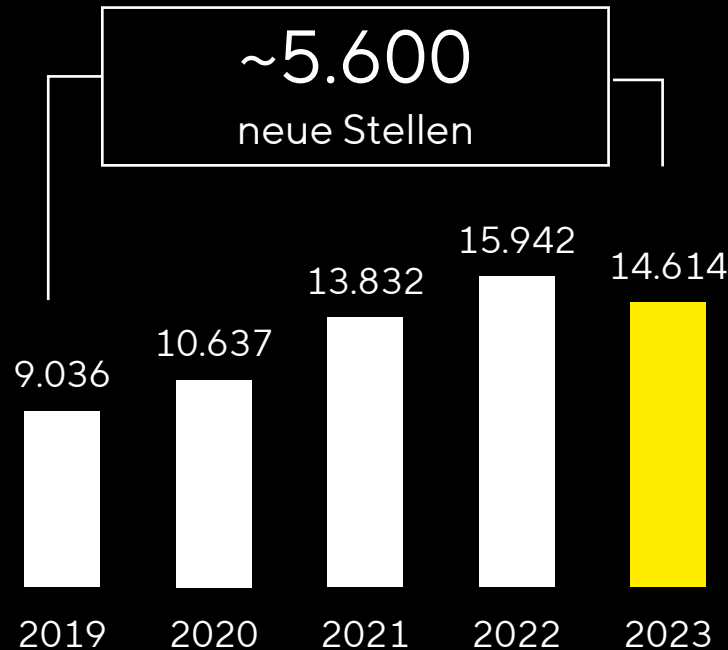
Umsatzwachstum wechselkursbereinigt; operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte

# Starker Personalaufbau über 5 Jahre; aktuell moderate Anpassung der Kapazitäten im Einklang mit Geschäftsverlauf

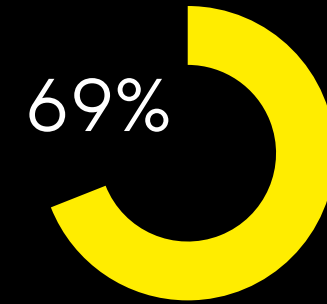
Nach starkem Team-Wachstum Fokus auf Effizienz

55%

der Mitarbeitenden kürzer als 5 Jahre im Unternehmen



Aktiver interner Arbeitsmarkt



der Führungspositionen intern besetzt

Zum 31. Dezember 2023

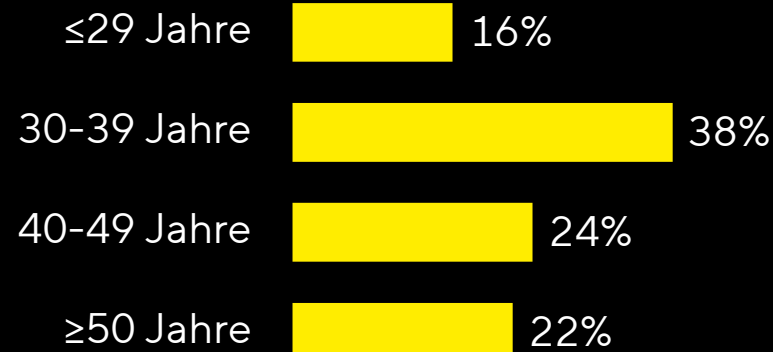
# Vielfältige und ausgeglichene Mitarbeiterstruktur

## Internationale Belegschaft

113 Nationalitäten

70% nicht-deutsche Führungskräfte

## Ausgeglichene Altersstruktur



40 Jahre Durchschnittsalter

## Aktuelles Geschlechterverhältnis

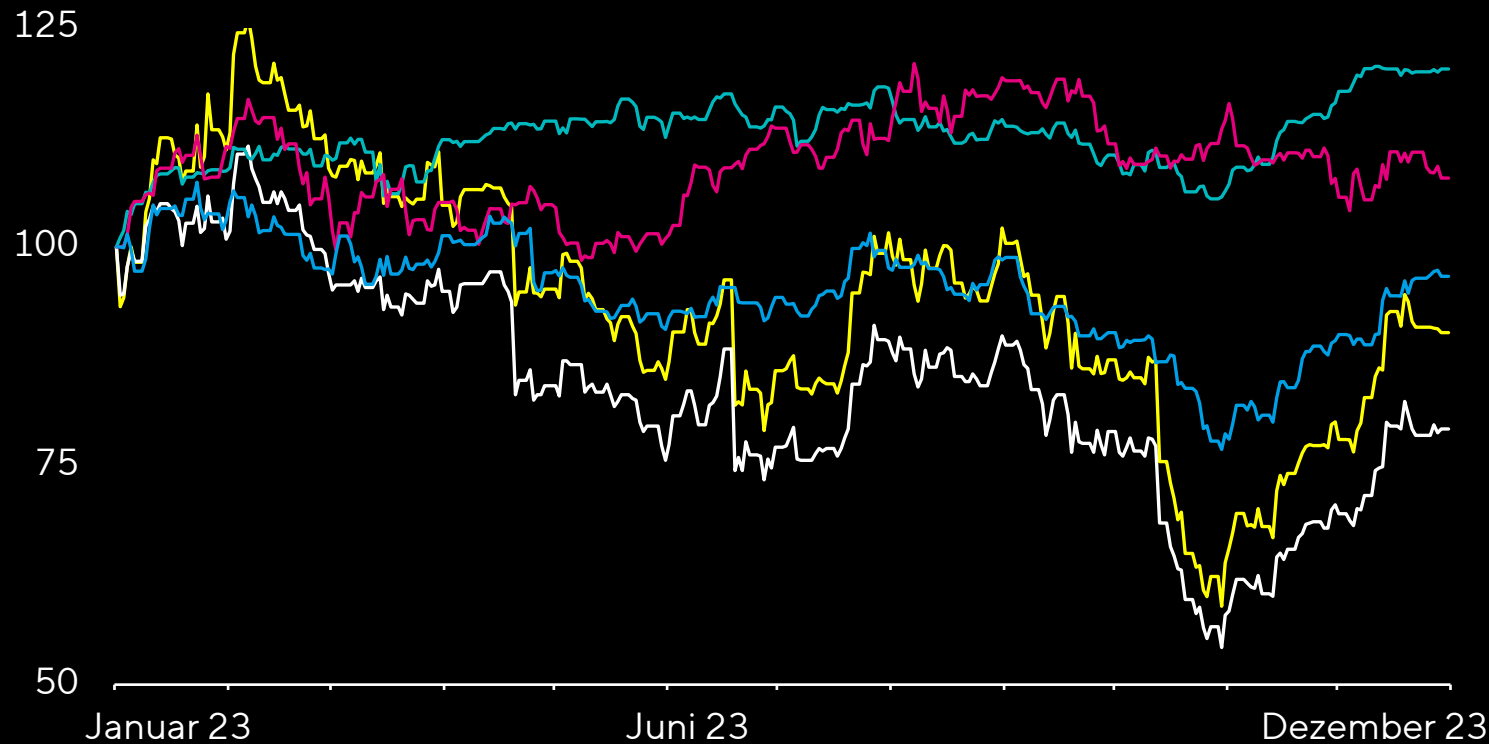
39% Frauenanteil Gesamtbelegschaft

25% Frauenanteil im Vorstand ab 01.04.24

31% Frauenteil 1. und 2. Führungsebene  
> Ziel 2025: 1/3



# Sartorius-Aktienkurse 2023 rückläufig; überdurchschnittliche Entwicklung in der Mehrjahresbetrachtung

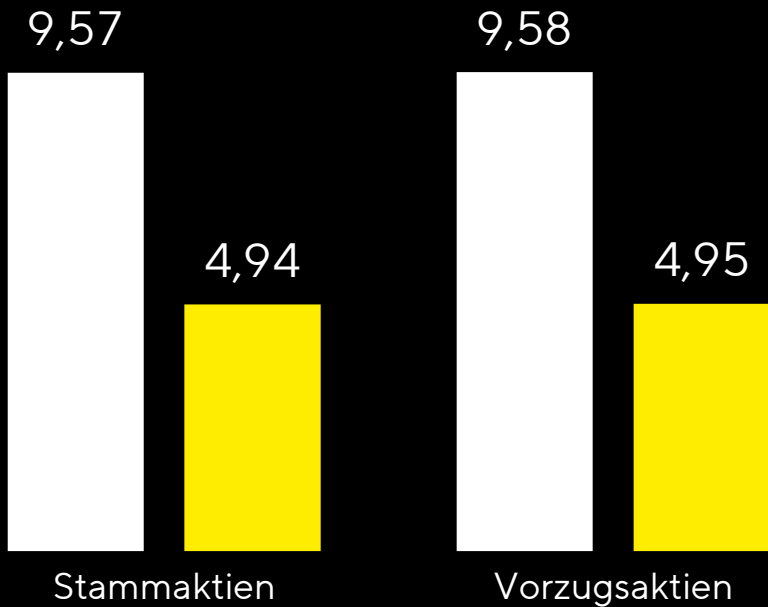


	2023	2019-2023
SAG VzA	-9,8%	+206,0%
SAG StA	-20,8%	+176,0%
DAX	+20,3%	+58,6%
NASDAQ Biotech	+3,7%	+43,6%
S&P 500 Life Sciences Tools	-3,4%	+80,7%

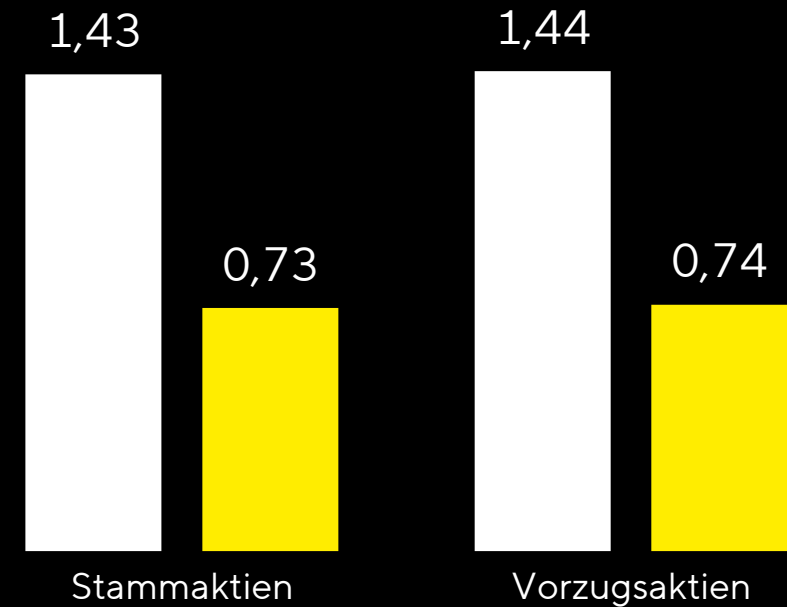
NASDAQ; indiziert

# Dividendenentwicklung reflektiert Geschäftsverlauf; Ausschüttungsquote konstant bei rund 15%

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



## Dividende je Aktie in €



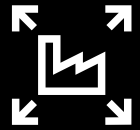
■ 2022 ■ 2023

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

Normalisierung weit fortgeschritten;  
positiver Ausblick

# Fokus auf robuste und agile Positionierung für künftiges Wachstum in wettbewerbsintensivem Umfeld

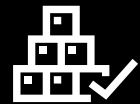
## Während Pandemie: Fokus auf Lieferfähigkeit



Schneller  
Kapazitätsausbau



Deutlicher  
Personalaufbau



Hohes Vorratsniveau

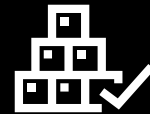
## Nach Pandemie: Fokus auf Effizienz und Innovation



Innovationen für beschleunigte Arzneientwicklung  
und effiziente Bioproduktion



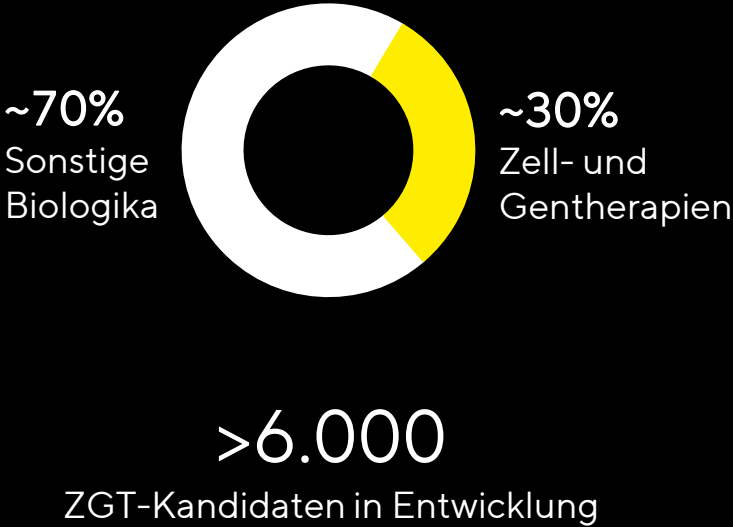
Effizienzmaßnahmen und Digitalisierung



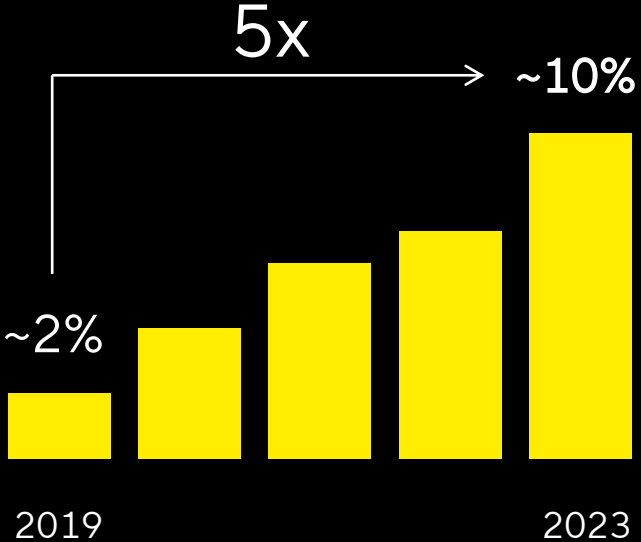
Reduzierung von Working Capital und  
Verschuldungsgrad

# Zell- und Gentherapien gewinnen an Relevanz

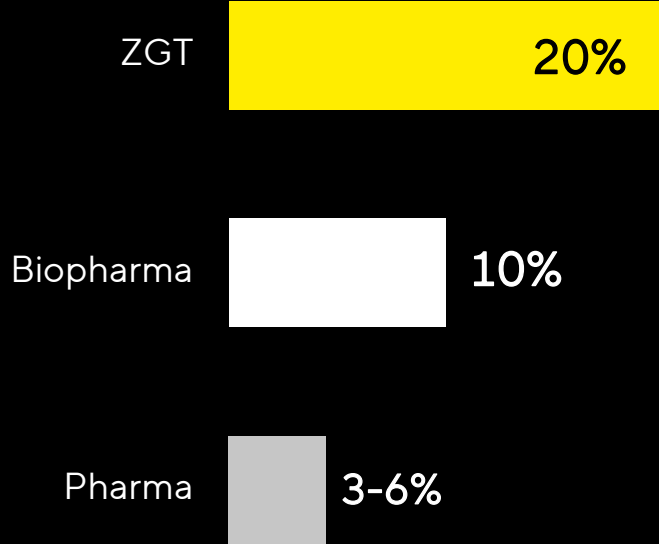
~30% der Pipeline basiert auf ZGT<sup>1</sup>



ZGT mit steigendem Anteil an Medikamentenzulassungen<sup>2</sup>



Überdurchschnittliches Wachstum  
Ø jährliches Wachstum 2022-2027<sup>3</sup>



1 GlobalData, Oktober 2023 2 cellandgene.com 3 Eigene Schätzungen basierend auf EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023

# Polyplus-Zukauf wichtiger Baustein in Zell- und Gentherapie-Strategie



Hauptsitz in Straßburg,  
Frankreich



~270 Mitarbeitende



Attraktives Wachstums-  
und Profitabilitätsprofil



2,4 Mrd. Euro Kaufpreis

## Portfolio



- Transfektionsreagenzien
- Plasmide
- Sonstige Reagenzien

- Marktführende Technologie
- Spezifiziert in hohem Anteil der sich in Entwicklung befindlichen ZGT
- Komplementär zum Sartorius-Portfolio; Synergien durch Cross-Selling
- Erheblicher Kundennutzen durch optimierte Lösungen

# Akquisitionsfinanzierung durch erstmalige Emission von Anleihen im September 2023



**Rating**  
August 2023

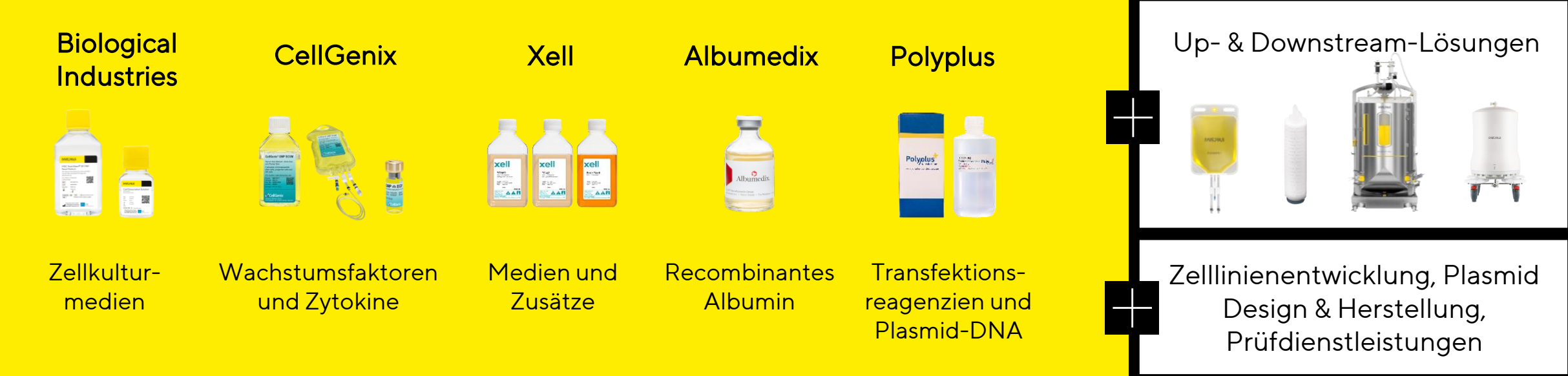
- Investment-Grade-Rating der Ratingagentur S&P Global Rating
- BBB-Rating mit stabilem Ausblick
- Erweitert die Finanzierungsoptionen über den Kapitalmarkt



**Anleiheemission**  
September 2023

- 3 Mrd. Euro Emissionserlös
- Platzierung von vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren
- Kupons zwischen 4,313 Prozent und 4,940 Prozent
- Mehr als 6-fach überzeichnet

# Aufbau der Sartorius Technologie-Plattform für Zell- und Gentherapien weit fortgeschritten



Polyplus-Technologie wird bei zahlreichen Zell- und Gentherapie-Kandidaten verwendet

Steigende Relevanz des Zell-/Gentherapie-Markts für Sartorius  
>10% des BPS-Umsatzes | ~ CAGR 2019-23: >35%



Unsere Innovationen für schnelle Ergebnisse, höhere Ausbeute, weniger Ressourceneinsatz, geringere Emissionen beim Kunden



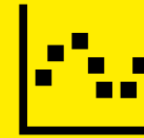
Single-Use-  
Technologien



Prozess-  
intensivierung



Auto-  
matisierung



Daten-  
analytik



Biostat® STR Bioreactors



Linkit® AX mit Flexsafe®



Resolute® BioSMB



Ambr® 250HT Perfusion



Incucyte® SX5

# Aktuell auf der Agenda: Entwicklung kreislauffähiger Produkte gemeinsam mit Anwendern und Lieferanten

## Rezyklierbarkeit | Flexsafe® Bags



- Modellprojekt mit Sanofi, Veolia und Südpack
- 1. Kunststofffilm der Branche recyclebar in Standardprozessen

## Materialoptimierung | MaxiCaps®



- Vgl. mit 1. Generation:
- 63% weniger Gewicht
  - 15 kg weniger Kunststoff

## Verpackung | Sartolab® RT



- 22% weniger Kunststoff
- 11% weniger Karton
- Karton: aus recyceltem Material; 100% recyclebar

## Transport | Celsius® FFT



- Zusammenarbeit mit Va-Q-tec
- Aufbau Logistiksystem für Versand von Wirkstoffen

# Investitionen in Kapazitäten und resiliente regionale Strukturen für langfristiges organisches Wachstum



Globale Resilienz



Redundante Kapazitäten



Kontinuierliche Verbesserung



Kundennähe



Ann Arbor, Michigan, USA



Songdo, Südkorea



Freiburg, Deutschland



Göttingen, Deutschland



Aubagne, Frankreich



~560 Mio. €  
Investitionen 2023

# Erfolgreich durchgeführte Kapitalmaßnahmen Anfang Februar 2024 stärken strategische Flexibilität

## Platzierung eigener Vorzugs- aktien Sartorius AG (SAG)

613.497	SRT3-Aktien
326 €	Preis pro Aktie
200 Mio. €	Nettoerlös

## Kapitalerhöhung Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech S.A.

5.150.215	DIM-Aktien
1.716.739	Beteiligung SAG
800 Mio. €	Nettoerlös

## Verwendung der Erlöse

- Zügigere Reduktion des dynamischen Verschuldungsgrades über starken operativen Cashflow hinaus
- Stärkung der strategischen Flexibilität

# Prognose 2024: Profitables Wachstum bei moderater erster Jahreshälfte

Umsatzwachstum  
2024

EBITDA-Marge  
2024

Sartorius Konzern	Bioprocess Solutions	Lab Products & Solutions
mittlerer bis oberer einstelliger Prozentbereich	mittlerer bis oberer einstelliger Prozentbereich	unterer einstelliger Prozentbereich
etwas über 30%	über 31%	~ Vorjahresniveau

- Investitionsquote ~13%
- Dynamischer Verschuldungsgrad<sup>1</sup> etwas über 3,0

<sup>1</sup> Nettoverschuldung/Underlying EBITDA  
Angaben wechsellkursbereinigt; EBITDA bereinigt um Sondereffekte

# Erläuterung Tagesordnungspunkte 7 und 8

- Möglichkeit zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss, z.B. für:
  - Platzierung analog zur Transaktion im Februar 2024
  - Erwerb von Unternehmen
  - Beteiligungsprogramme
- Begrenzung des Umfangs in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals
- Ermächtigung für 5 Jahre
- Erwerb auch über Derivate möglich, z.B. Put-Optionen, Call-Optionen, Terminkaufverträge
- Beschlussvorlagen marktüblich und in Einklang mit Richtlinien von Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtberatern

Nachhaltige Basistrends;  
ambitionierte Mittelfristziele

# Gesundheit bleibt eines der relevantesten globalen Themen

## Wachsende und alternde Weltbevölkerung



9,5 Mrd.

Weltbevölkerung in 2050<sup>1</sup>

~0,8 Mrd.

über 65 Jahre

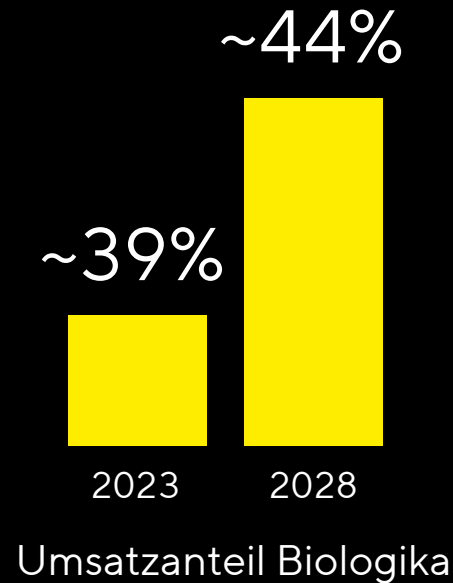
2022

>1,6 Mrd.

über 65 Jahre

2050

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



## Deutliches Marktwachstum

~10%

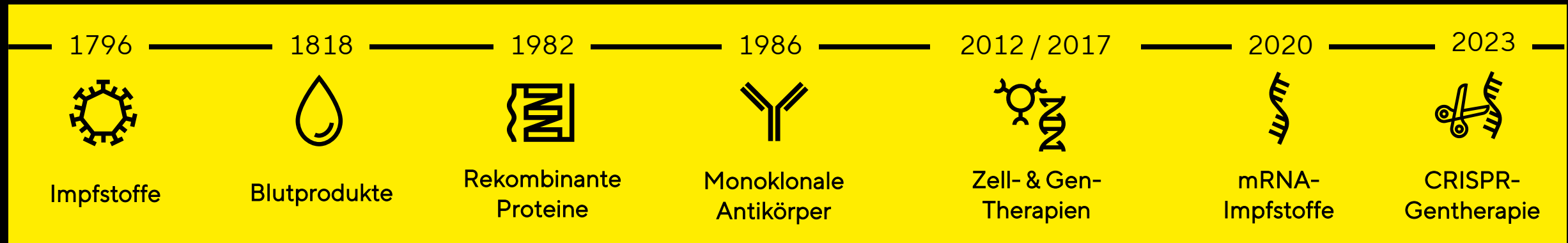
Øjährliches Wachstum  
des Biopharma-Marktes  
2023 – 2028<sup>3</sup>

<sup>1</sup> United Nations: World Population Prospects, 2022 <sup>2</sup> Evaluate Pharma: World Preview 2023, August 2023 <sup>3</sup> Eigene Schätzungen basierend auf EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023



# Die Life-Science-Industrie befindet sich in einer hochinnovativen Phase

Durchbrüche in immer höherem Tempo bieten Hoffnung für Patienten<sup>1</sup>



19 Mio.

Krebsdiagnosen pro Jahr

400 Mio.

Menschen mit seltener Krankheit,  
>90 % ohne Behandlungsmöglichkeit

1 von 9

Menschen >65 Jahre  
leidet an Alzheimer

<sup>1</sup> AstraZeneca, eurordis, WHO, Alzheimer Association

# Technologische Innovationen nötig, damit Therapien Patienten erreichen

Zell- und Gentherapien wirksam, aber teuer<sup>1</sup>

Beispiel Spinale Muskelatrophie



~1,4 Mio. € Kosten Einmaltherapie

Beispiel Krebserkrankung



~420.000 € Kosten Jahrestherapie

Fortschritt analog zur Antikörperherstellung erforderlich<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Wissenschaftliches Institut der AOK, 2023 <sup>2</sup> Bioprocess International

# Anspruchsvolle Nachhaltigkeitsagenda in der Umsetzung

## 2030

~10% p.a.

Ø Reduzierung CO<sub>2</sub>eq  
Emissionsintensität<sup>1</sup> Scopes 1-3

Null

vermeidbare Emissionen<sup>2</sup>  
aus Scope 1 und 2

100%

Elektrizität aus  
erneuerbaren Quellen

>75%

Umsatz mit Produkten nach  
Zirkularitätsprinzipien<sup>3</sup>

Null

betriebliche Abfälle  
zur Deponierung

35

Ø Mitarbeiter-  
zufriedenheitsindex

## 2045

### Netto-Null- Emissionen

Vollständige Dekarbonisierung  
Wertschöpfungskette  
gemeinsam mit Kunden und  
Lieferanten

<sup>1</sup> Im Vergleich zum Basisjahr 2019 <sup>2</sup> Als unvermeidbar nach heutigem Stand der Technik gelten Prozessemissionen in der Membranproduktion; <sup>3</sup> einschließlich Produkt- und Transportverpackungen

# Ausblick bis 2028: Deutliches profitables Wachstum

	Sartorius Konzern	Bioprocess Solutions	Lab Products & Solutions
Umsatzwachstum bis 2028	unterer zweistelliger Prozentbereich	unterer bis mittlerer zweistelliger Prozentbereich	mittlerer bis oberer einstelliger Prozentbereich
EBITDA-Marge in 2028	~34%	~36%	~28%

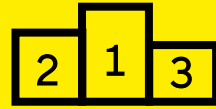
- Akquisitionen sollen rund 1/5 zum Umsatzwachstum der Sparten und des Konzerns beitragen
- Margenziele enthalten Aufwendungen für Maßnahmen zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität in Höhe von rund 1 Prozent des Konzernumsatzes.

Ziele bis 2028 basieren auf aktuellen Wechselkursen; EBITDA bereinigt um Sondereffekte

# Sartorius ist für die Zukunft ausgesprochen gut aufgestellt



Starke, langfristige  
Wachstumstreiber



Wettbewerbsfähiges,  
integriertes Produktportfolio



Klare  
Strategie



Ambitioniertes Team,  
hoher Kundenfokus



Leistungsfähige, resiliente  
Produktions- und F&E-Infrastruktur



Anspruchsvolle  
ESG-Agenda

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit