

Simplifying Progress

# Willkommen bei Sartorius

Juli 2024

# SARTORIUS

# Unser Ziel: Bessere Gesundheit für mehr Menschen

## Mission


Wir helfen Forscherinnen und Ingenieuren, einfacher und schneller Fortschritte in den Life Sciences und der Bioprozesstechnik zu erreichen. Damit ermöglichen wir die Entwicklung neuer und besserer Therapien sowie bezahlbarer Medizin.


## Vision

Wir sind ein Magnet und eine dynamische Plattform für Pioniere und führende Experten unserer Branche. Wir bringen kreative Köpfe zusammen für ein gemeinsames Ziel: Technologische Durchbrüche, die zu besserer Gesundheit für mehr Menschen führen.




# Sartorius in Zahlen 2023

**~3,4 Mrd. €** | Umsatz 

**28.3%** | Profitabilität <sup>1</sup> 


**14.500+** | Mitarbeitende 


**60+** | Standorte weltweit 

**150+** | Jahre Erfahrung 

<sup>1</sup> Operative EBITDA-Marge



**~560 Mio. €** | Investitionen in Kapazitätsausbau 

**2045** | Klimaneutralitätsziel 

# Starke Unternehmenswerte verbinden 14.500 Mitarbeitende

<h2>Nachhaltigkeit</h2> <p>Profitables Wachstum und verantwortungsvolles Handeln gegenüber allen Anspruchsgruppen</p> 	<h2>Offenheit</h2> <p>Unsere Quelle für Veränderung und Fortschritt</p> 	<h2>Freude</h2> <p>Eine Arbeitsumgebung mit Freiraum und Wertschätzung</p> 
--	--	---

113

Nationalitäten

54%

Jünger als 40 Jahre

39%

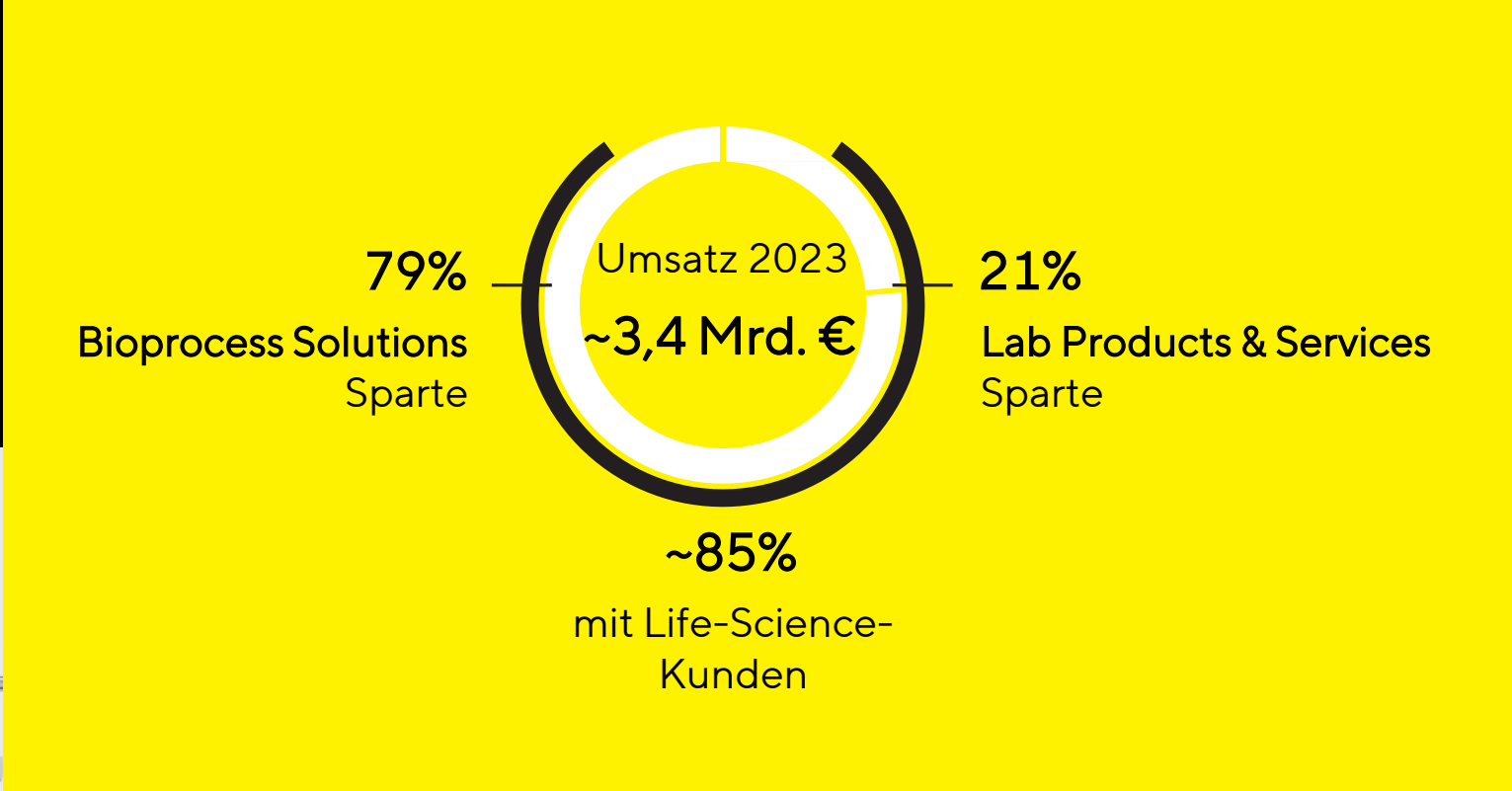
Frauen

55%

In den letzten 5 Jahren eingestellt

# Zwei Sparten mit klarem Fokus auf die Life Science-Industrie

Bietet eine breite Palette innovativer Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika



Spezialisiert auf Geräte und Technologien für die Life-Science-Forschung und pharmazeutische Labore

# Fortschritte in der Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika beschleunigen

Bioprocess Solutions Sparte



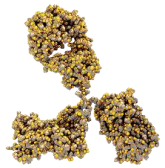
Qualität | Prüfung | Validierung



Lab Products & Services Sparte

# Biologika: Von etablierten zu neuen Konzepten

## Was sind Biopharmazeutika?



Bestehen aus großen Molekülen



Zellkulturprozesse mit lebenden Zellen

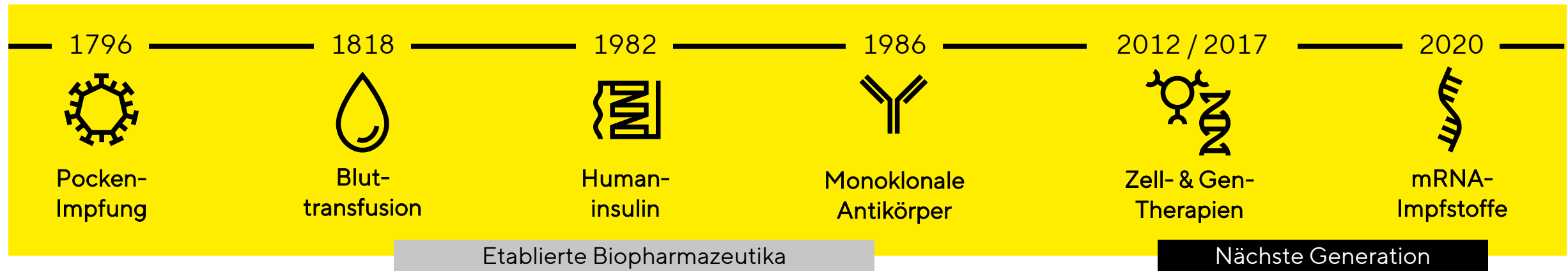


Werden vor allem intravenös verabreicht



## Vorteile

- Greifen nur kranke Zellen an
- Haben weniger Nebenwirkungen
- Erlauben erstmalige oder verbesserte Behandlung von schweren Krankheiten wie Krebs, Multiple Sklerose, Rheuma





# Biotech-Medikamente sind hocheffektiv, aber sehr teuer

## Rheuma

Monoklonale Antikörper



**~12.000 €**

Jahrestherapie in Deutschland

## Blutkrebs

CAR-T-Zelltherapie



**~280,000 €**

Einmal-Therapie in Europa

## Hämophilie

Gentherapie

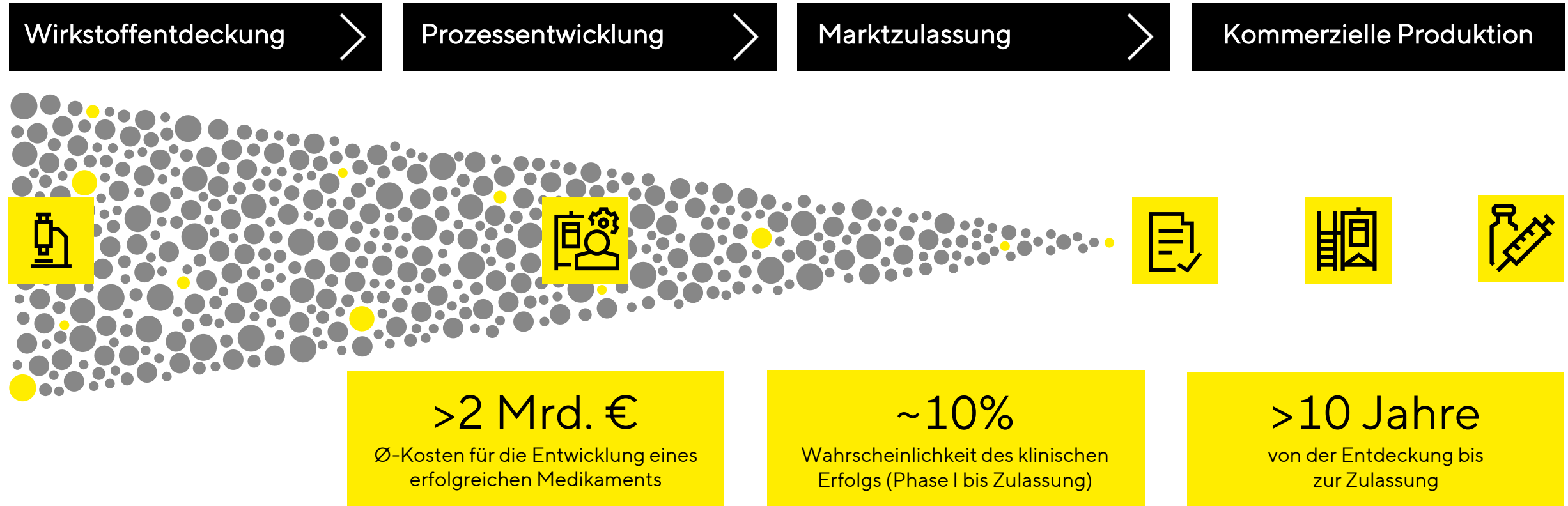


**~3.5 Mio. \$**

Einmal-Therapie in den USA



# Nur jeder 10.000. Wirkstoffkandidat erreicht den Markt



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

# Forschenden helfen, neue Wirkstoffe schneller zu entwickeln



Unser Ziel

Versuch & Irrtum im Labor reduzieren



Unsere Lösungen

Bioanalytische Instrumente, Laborgeräte, Verbrauchsartikel



- Krankheiten verstehen
- Experimente beschleunigen
- Daten besser nutzen
- Moleküle identifizieren
- Medikamente entwickeln



Lebendzell-  
analyse



Zellcharakterisierung



Proteinanalyse



Zellselektion



Pipetten



Waagen



Filtration



Wasseraufbereitung

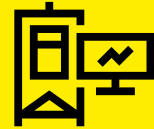
# Nach der Entwicklung: Auch die Produktion von Biologika ist komplex



# Ingenieuren helfen, die Herstellung von Biologika effizienter zu machen



Unser Ziel  
Produktivere Bioprozesse



Unsere Lösungen  
Produkte für alle Phasen der Medikamentenproduktion



- ✓ Sichere und flexible Prozesse entwickeln
- ✓ Ressourcen- und Materialeffizienz erhöhen
- ✓ Investitionen verringern
- ✓ Produktausbeute steigern



Medien & Reagenzien



Chromatographie



Filtration



Bioreaktoren & Fermenter



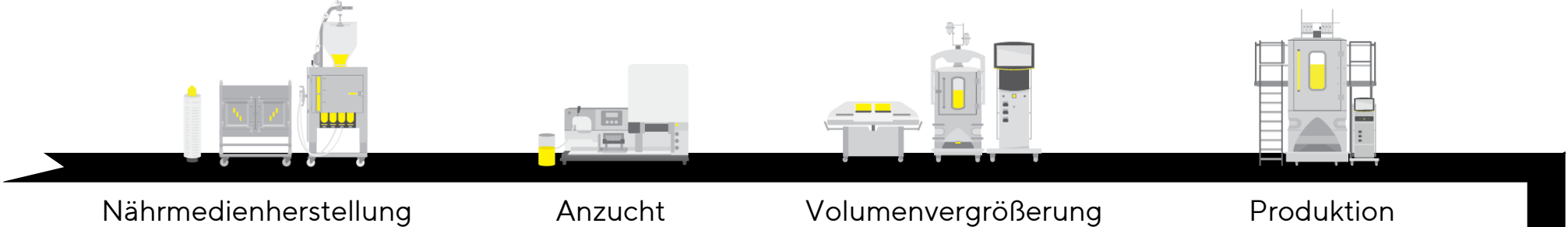
Flüssigkeitsmanagement



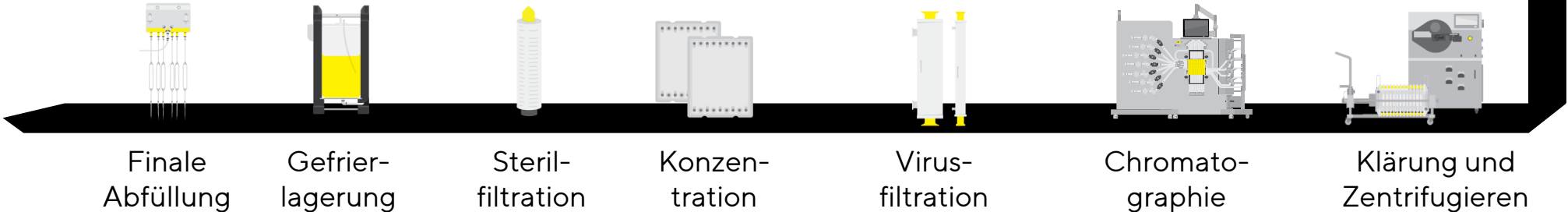
Datenanalyse

# Integrierte Lösungen für alle Prozessschritte

**Upstream**  
Herstellung des  
gewünschten  
Produkts



**Downstream**  
Aufreinigung  
und Abfüllung  
des fertigen  
Wirkstoffs



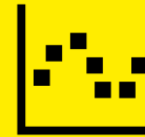
# Kunden helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren



Single-Use-  
Technologien



Prozess-  
intensivierung



Daten-  
Analyse



- Keine wasser-/energieintensive Reinigung
- Weniger Platz im Reinraum, weniger Energieverbrauch
- Höhere Produktausbeute



Biostat® STR Bioreaktoren



Linkit® AX



Resolute® BioSMB



Ambr® 250HT Perfusion



Umetrics Suite



# Zell- und Gentherapien: Neue Modalitäten, neue Herausforderungen



## Nächste Generation Biopharmazeutika

Virale Vektoren	mRNA	Stammzellen
Exosome	DNA	Neue Impfstoffe

6.000+  
~60

## Innovative Behandlungen für Patienten

Kandidaten in der Entwicklung<sup>1</sup>

Genehmigte Therapien weltweit



## CGT: Hoher Innovationsbedarf

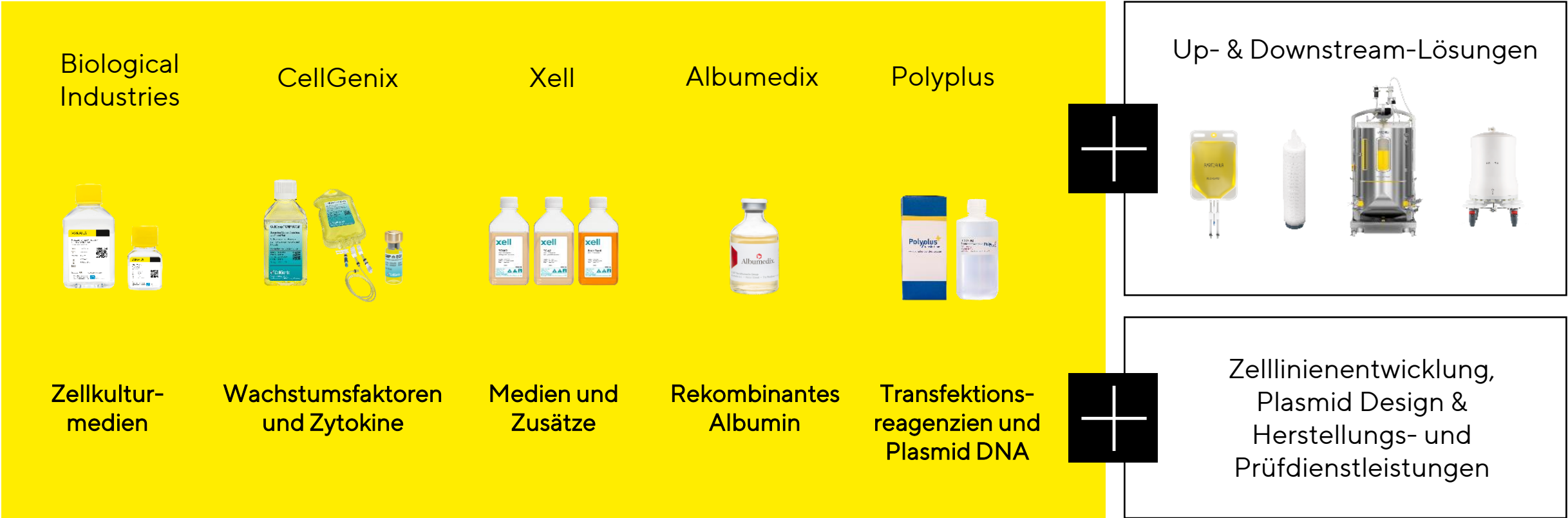
- + Robustheit von Produktionsprozessen
- + Ausbeuten, Produktivität, Kosten pro Dosis
- + Zeit bis zur Marktreife
- + Regulierung noch in der Entwicklung
- + Herstellung in Patientennähe



<sup>1</sup> GlobalData, Oktober 2023, CGT = Cell & Gene Therapies



# Aufbau einer Technologie-Plattform für Zell- und Gentherapien



# Wie bei Sartorius Innovationen entstehen



## Eigene Produktentwicklung in Schwerpunktbereichen

Separation

Zellkultivierungs-  
technologien

Laboranalysen

Automation

Jüngerer Fokus; ausgewählte Projekte



## Akquisitionen von komplementären Technologien

Medien &  
Reagenzien

Chromatographie

Bioanalytische Instrumente



## Kooperationen mit führenden Partnern

Nanopartikel

Bioprinting

Künstliche  
Intelligence

Zellmodelle

# Robuste weltweite Aufstellung, die weiteres Wachstum ermöglicht



Kundennähe

Redundante Kapazitäten

Kontinuierliche Verbesserung

Globale Resilienz



**Ann Arbor, Michigan, USA**  
Bioanalytische Produkte & Services



**Songdo, Südkorea**  
Medien, Beutel, Filter, Labore, Training



**Freiburg, Deutschland**  
Zellkultur-Komponenten



**Göttingen, Deutschland**  
Filterproduktion, Produktentwicklung



**Aubagne, Frankreich**  
Reinräume, Produktentwicklung, Labore



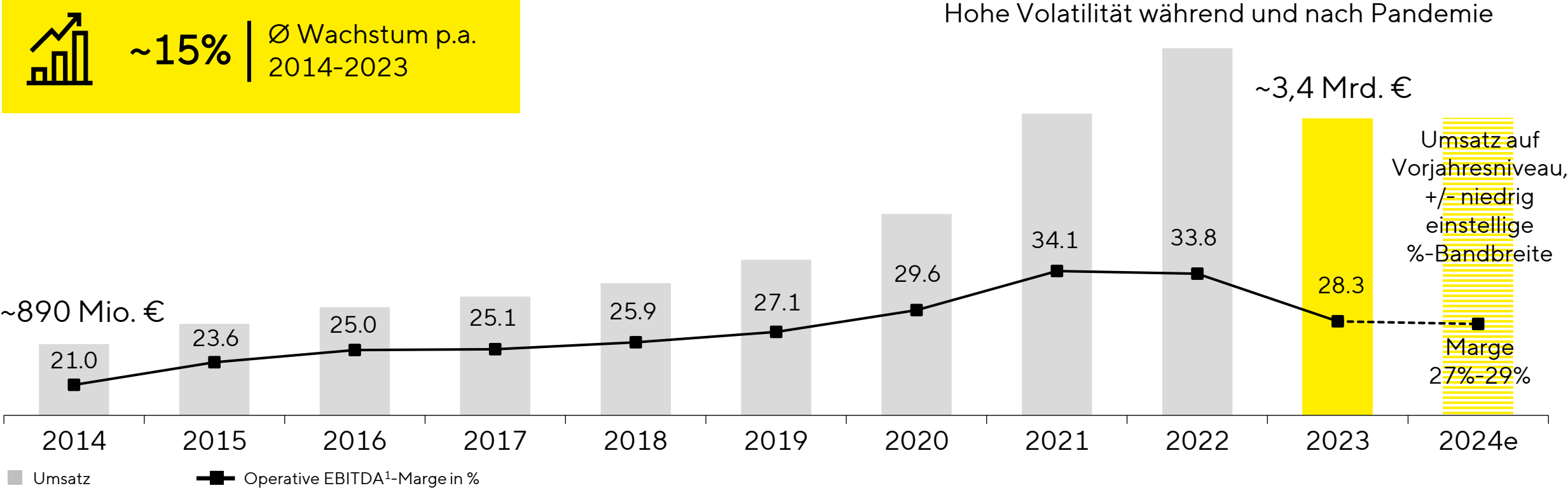
**~12%**  
Geplante Capex-Quote 2024

Erweiterung der Produktions- und F&E-Kapazitäten; ausgewählte derzeitige Projekte

# Profitables Wachstum



**~15%** | Ø Wachstum p.a.  
2014-2023



Angaben wechselkursbereinigt; Operative EBITDA-Marge ohne Sondereffekte

# Ehrgeizige mittelfristige Ziele



Wachsende und alternde  
Weltbevölkerung



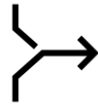
Expandierender Markt für  
Biopharmazeutika inkl.  
Biosimilars



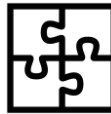
Dynamisches Marktsegment  
Zell- und Gentherapien



Hoher Bedarf an  
Innovationen



Klare **Strategie**



Wettbewerbsfähiges,  
integriertes **Produktportfolio**



Starkes, kunden-  
fokussiertes **Team**



Leistungsfähige und  
resiliente **Produktions-  
und F&E-Infrastruktur**



Ziele bis 2028

**Unterer zweistelliger  
Prozentbereich**

Ø jährliches  
Umsatzwachstum

**~ 34%**

Operative BITDA-Marge

1 Davon rund ein Fünftel durch Akquisitionen

# Anspruchsvolle Nachhaltigkeitsagenda in der Umsetzung

## 2030 Mittelfristige Ziele

~10%

Ø Reduzierung der CO<sub>2</sub>eq  
Emissionsintensität p.a.  
(Scopes 1-3)

Null

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

100%

Elektrizität aus  
erneuerbaren Quellen

>75%

Umsatzes mit Produkten, designt  
nach Zirkularitätsprinzipien<sup>2</sup>

Null

betriebliche Abfälle  
zur Deponierung

35

Ø Employee Net  
Promoter Score jährlich

## 2045 langfristiges Ziel

# Netto-Null- Emissionen

Vollständige Dekarbonisierung  
Wertschöpfungskette gemeinsam  
mit Kunden und Lieferanten



<sup>1</sup> Als unvermeidbar nach heutigem Stand der Technik gelten Prozessemissionen in der Membranproduktion; <sup>2</sup> einschließlich Produkt- und Transportverpackungen

# Simplifying Progress

**Sartorius AG**  
Corporate Communications & IR  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Deutschland

**SARTORIUS**