

Simplifying Progress

Das ist Sartorius

2026

**SARTORIUS**


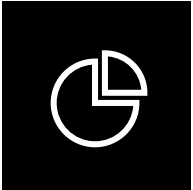
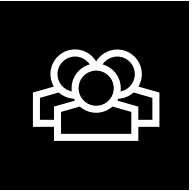
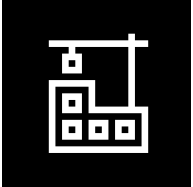
# Unser Zweck: Bessere Gesundheit für mehr Menschen

## 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.



# Sartorius in Zahlen 2025

	<b>~3,5 Mrd. €</b> Umsatz
	<b>29,7%</b> Profitabilität <sup>1</sup>
	<b>14.000+</b> Mitarbeitende
	<b>~440 Mio. €</b> Investitionen



	<b>60+</b> Standorte weltweit		<b>150+</b> Jahre Erfahrung
--	----------------------------------	--	--------------------------------

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

# Starke Unternehmenswerte verbinden über 14.000 Mitarbeitende

## Nachhaltigkeit

Profitables Wachstum und verantwortungsvolles Handeln gegenüber allen Anspruchsgruppen



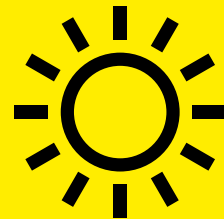
## Offenheit

Unsere Quelle für Veränderung und Fortschritt



## Freude

Eine Arbeitsumgebung mit Freiraum und Wertschätzung



108

Nationalitäten

51%

Jünger als 40 Jahre

39%

Frauen

76%

Führungsrollen intern vergeben

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

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



**~80%**  
Bioprocess Solutions



Umsatz 2025  
**~3,5 Mrd. €**

**~20%**  
Lab Products & Services

**~85%**  
mit Life-Science-Kunden



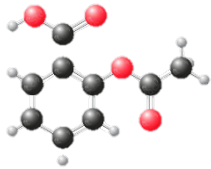
Spezialisiert auf Geräte und Technologien für die Life-Science-Forschung und pharmazeutische Labore



# Was sind Biopharmazeutika?

## Chemische Medikamente

Aspirin  
( $C_9H_8O_4$ )



Kleine, einfache  
Wirkstoffmoleküle



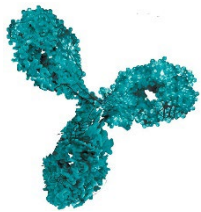
Gewonnen über  
chemische Synthese



Verabreicht  
z.B. als Tabletten

## Biopharmazeutika

Monoklonaler  
Antikörper



Große, komplexe Moleküle,  
Viren oder Zellen



Gewonnen aus lebenden  
Zellen in Zellkultur-Prozessen



Verabreicht als  
Injektion/Infusion

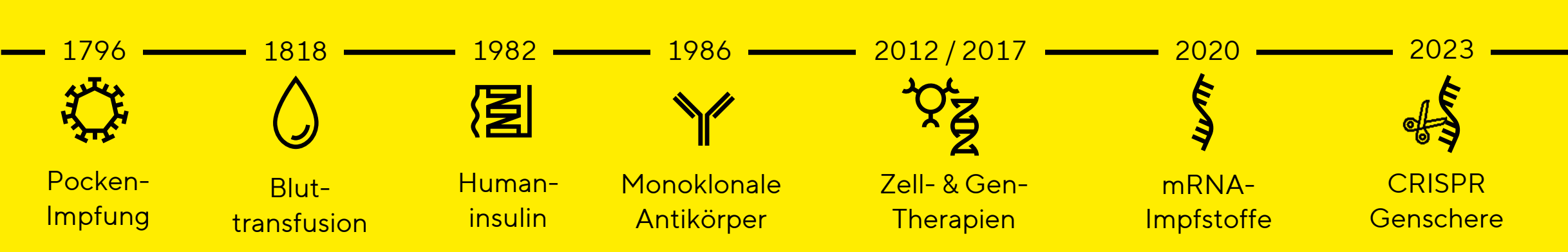
## Vorteile von Biologika

- Erstmalige bzw. bessere Therapierbarkeit von schweren Krankheiten
- Neue Impfstoffe und personalisierte Therapien
- Höhere Spezifität: wirken da, wo sie sollen
- Geringere Nebenwirkungen



# Biologika: Von etablierten zu neuen Therapien

Immer schnellere Durchbrüche und neue Behandlungsansätze geben Patienten Hoffnung



# Biotech-Medikamente sind sehr effektiv, aber teuer

## Rheuma

Monoklonale Antikörper



**~12.000 €**

Jahrestherapie in Deutschland

## Blutkrebs

CAR-T-Zelltherapie



**~240.000 €**

Einmal-Therapie in Deutschland

## Leukodystrophie

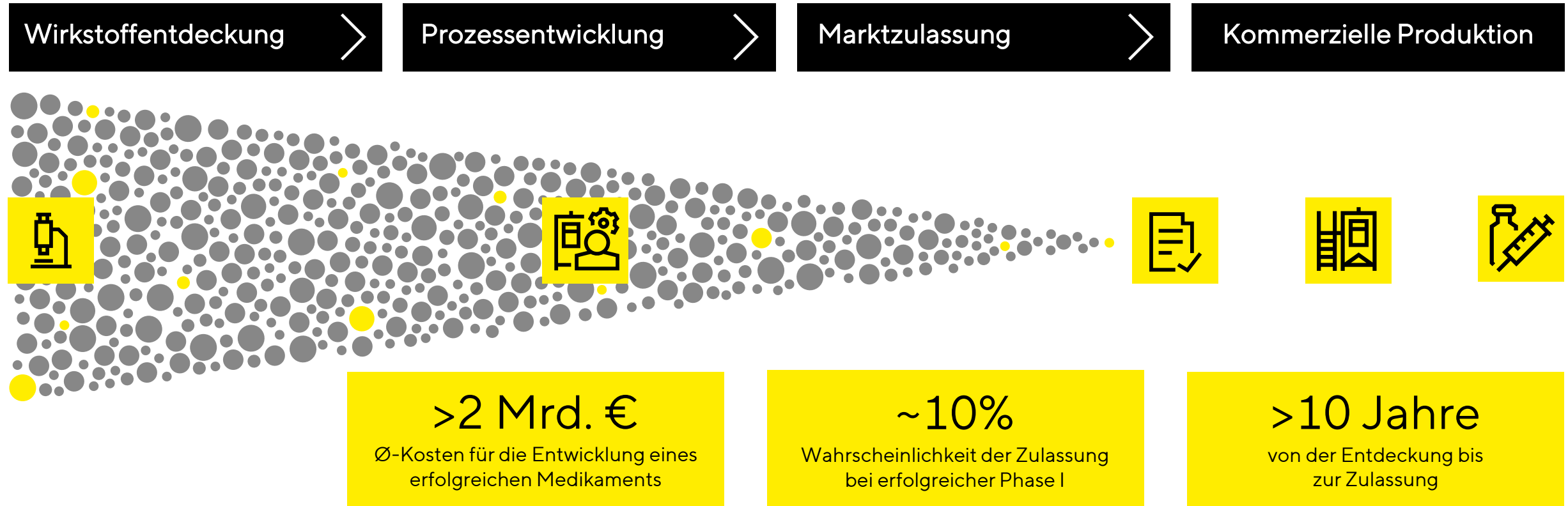
Gentherapie



**~4,25 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, Zellmodelle und Laborgeräte



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



Lebendzell-analyse



Zellcharakterisierung



Proteinanalyse



Zellselektion



3D-Zellmodelle



Pipetten



Waagen



Filtration



Wasseraufbereitung

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



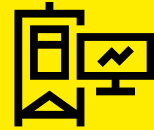
# Ingenieuren helfen, die Herstellung von Biologika effizienter zu machen



Unser Ziel  
Produktivere Bioprozesse



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



Unsere Lösungen

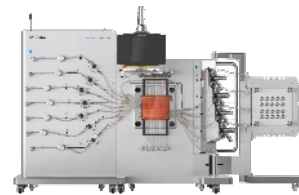
Anlagen und Verbrauchsmaterialien für alle Phasen der Medikamentenproduktion



Medien & Reagenzien



Bioreaktoren & Fermenter



Chromatographie



Filtration



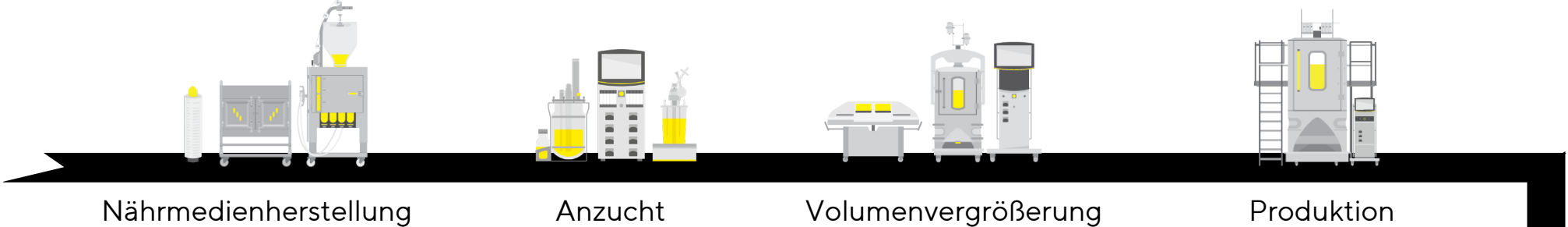
Flüssigkeitsmanagement



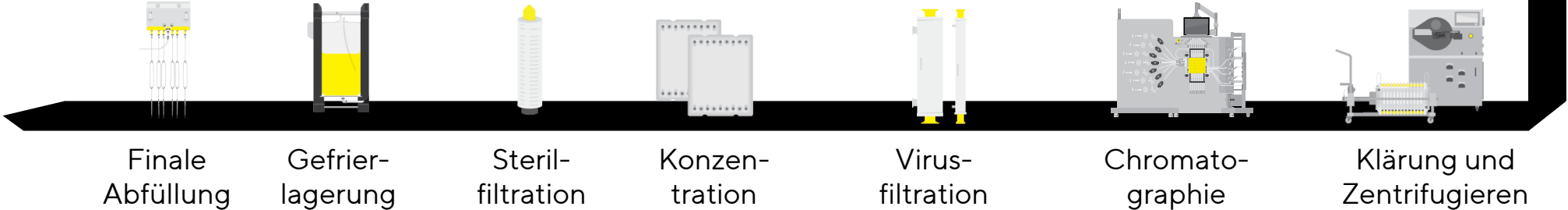
Datenanalyse

# Integrierte Lösungen für alle Prozessschritte

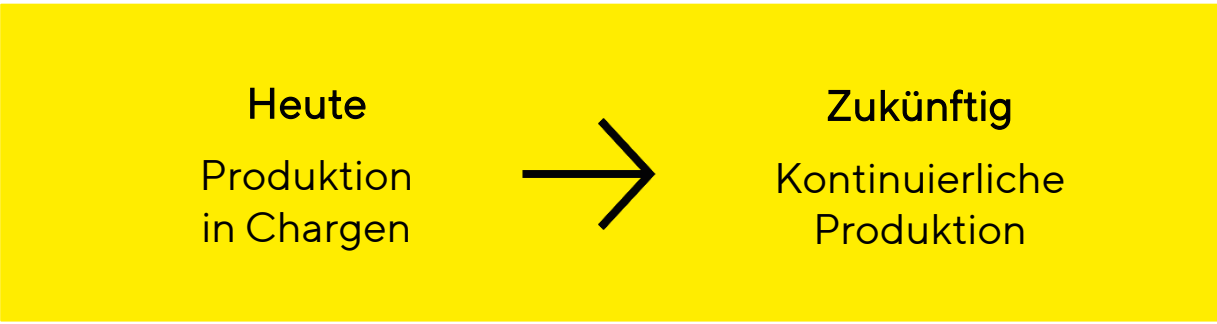
**Upstream**  
Herstellung des  
gewünschten  
Produkts



**Downstream**  
Aufreinigung  
und Abfüllung  
des fertigen  
Wirkstoffs



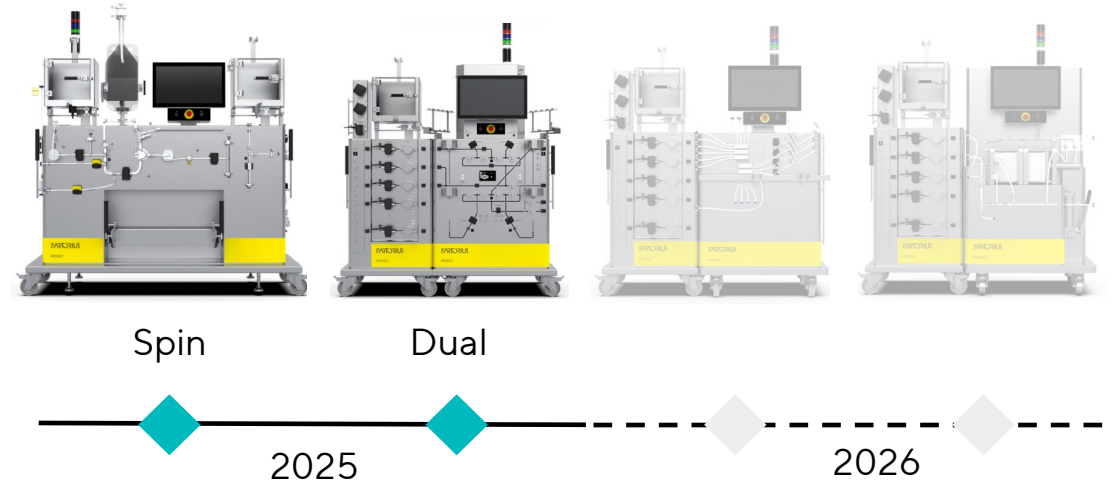
# Branchen-Pionier: Neue Plattform unterstützt Übergang von Produktion in Chargen zu kontinuierlichen Bioprozessen



Niedrigere Produktionskosten 	Höhere Produktivität 
Geringere CO <sub>2</sub> -Emissionen 	Kürzere Time-to-Market 

Pionic®

Kooperation mit  
**sanofi**



# Zell- und Gentherapien: Neue Modalitäten, neue Herausforderungen



## Nächste Generation Biopharmazeutika

Virale Vektoren	mRNA	Stammzellen
Exosome	DNA	Neue Impfstoffe

8.700+  
~100

## Innovative Behandlungen für Patienten

Kandidaten in der Entwicklung<sup>1</sup>  
Genehmigte Therapien weltweit

<sup>1</sup> Global Data, Januar 2026, CGT = Cell & Gene Therapies



## CGT: Hoher Innovationsbedarf

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



# Umfassendes Portfolio für die Entwicklung von 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

Zellmodelle



## Kooperationen mit führenden Partnern

Prozess-  
intensivierung

Bioprinting

Künstliche Intelligenz

# Kontinuierliche Investitionen in Innovation, Wachstum und Resilienz



## Songdo, Südkorea

Sterile Verbrauchsmaterialien, Labore

## Göttingen, Deutschland

Filter

## Nottingham, UK

Zellkultur-Reagenzien

## Freiburg, Deutschland

Zellkultur-Reagenzien

## Bielefeld, Deutschland

Medien

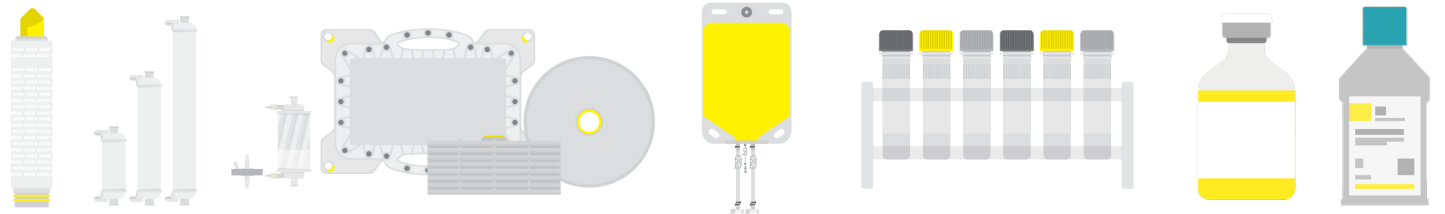
2025

**442 Mio. €**

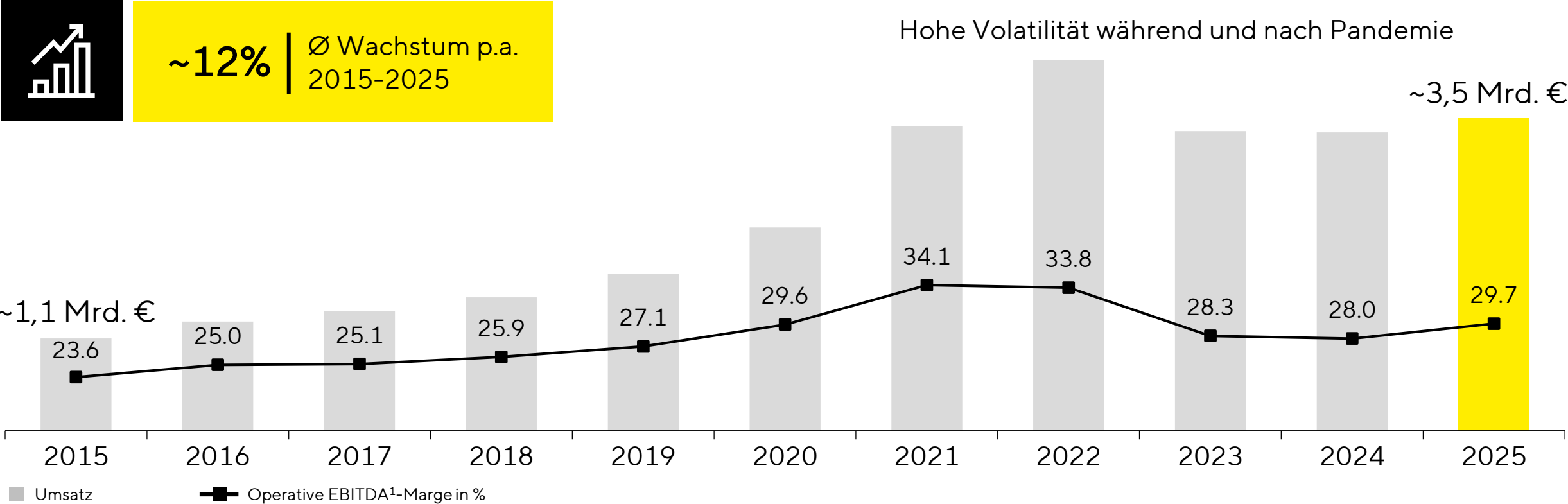
Investitionen

**12,5 %**

Investitionsquote



# Starke finanzielle Erfolgsbilanz und nachhaltig profitables Wachstum



Angaben wechsellkursbereinigt; Operative EBITDA-Marge ohne Sondereffekte

# Ehrgeizige, mittelfristige Klimaagenda im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen

## 2030 mittelfristige Ambitionen

### Scope 1 & 2

42%

Senkung der THG-Emissionen  
verglichen mit 2022



Nutzung erneuerbarer Energien &  
Elektrifizierung der Infrastruktur

### Scope 3

51,6%

Senkung der THG-Emissionen im Verhältnis  
zur Wertschöpfung<sup>1</sup> verglichen mit 2022



Dekarbonisierung bei Lieferanten, Ökodesign,  
Logistik, nachhaltiger Gebäudebau



## 2045 langfristige Ambitionen

# Netto-Null- Emissionen



<sup>1</sup> EBITDA plus Personalkosten

# Simplifying Progress

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

**SARTORIUS**