

# SARTORIUS

## Simplifying Progress

### Geschäftsergebnisse der ersten neun Monate 2022

Mediengespräch | 19. Oktober 2022

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.

---

# Auf einen Blick

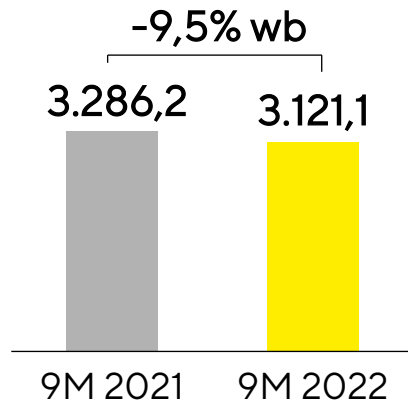
- Zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum beider Sparten
- Marktsituation geprägt von Innovationen und starken Wachstumstreibern bei gleichzeitig zügiger Normalisierung der Nachfrage
- Akquisition von Albumedix stärkt Bioprozess-Geschäft
- Prognose 2022: Umsatzwachstum konkretisiert, Profitabilität unverändert
- Weltwirtschaftliche und politische Unsicherheiten bleiben hoch



# Sartorius wächst in herausforderndem Umfeld

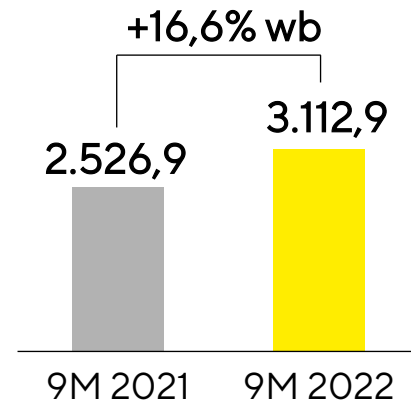
## Auftragseingang

in Mio. €



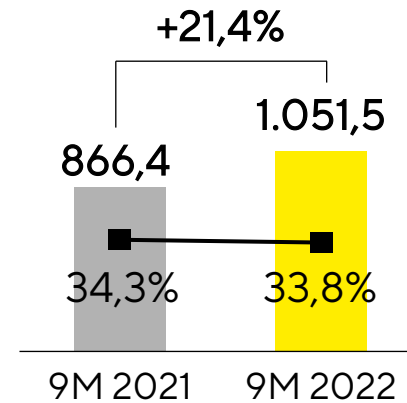
## Umsatz

in Mio. €



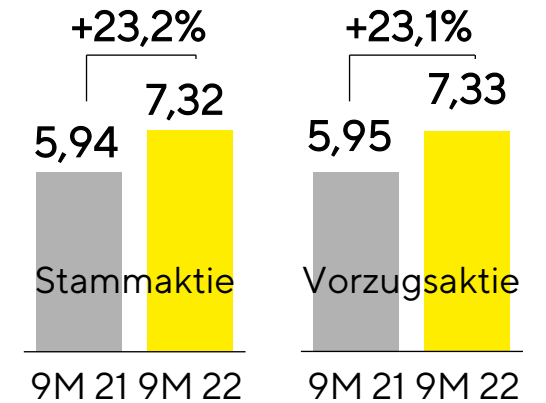
## Operatives EBITDA<sup>1</sup> & Marge

in Mio. €



## Ergebnis je Aktie<sup>2</sup>

in €



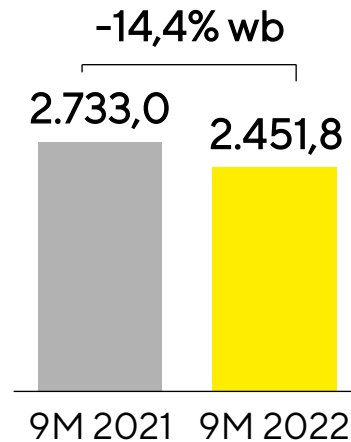
- Starkes organisches Umsatzwachstum; Beitrag aus Akquisitionen bei knapp 2 Prozentpunkten
- Auftragseingang spiegelt erwartete zügige Normalisierung wider; Vorjahr durch Pandemie und verändertes Bestellverhalten beeinflusst
- Operative EBITDA-Marge trotz wie geplant höherer Kosten und negativer Währungseffekte fast auf dem hohen Vorjahresniveau

<sup>1</sup> Operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte; <sup>2</sup> Basierend auf dem Periodenergebnis nach Anteilen Dritter; bereinigt um Sondereffekte und nicht zahlungswirksame Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

# Sparte Bioprocess Solutions: Zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum; Auftragseingang wie erwartet unter Vorjahr

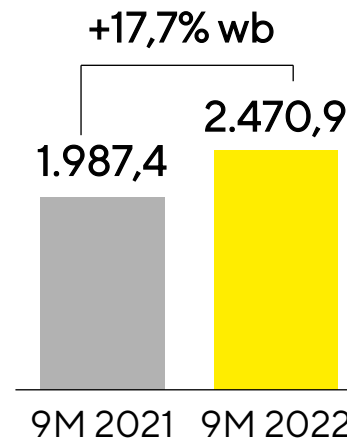
## Auftragseingang

in Mio. €



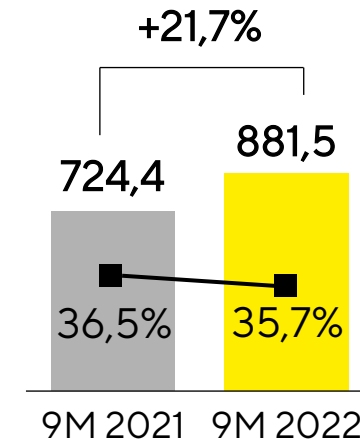
## Umsatz

in Mio. €



## Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €

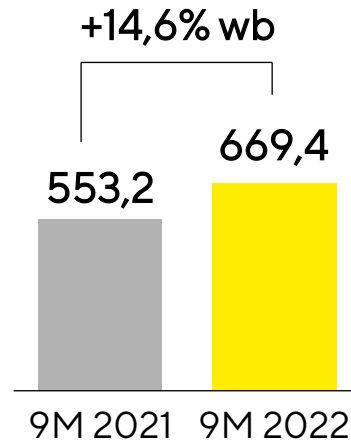


- Auftragseingang reflektiert zügige Normalisierung; Vorjahreswert durch Pandemie und verändertes Bestellverhalten einiger Kunden beeinflusst
- Akquisitionen tragen rund 2 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei; Umsatz mit Coronaimpfstoff-Kunden nimmt deutlich ab
- Gute operative EBITDA-Marge aufgrund positiver Skaleneffekte; verwässert durch höhere Kosten und negative Währungseffekte

# Sparte Lab Products & Services: Dynamische Entwicklung, insbesondere im Bioanalytik-Geschäft

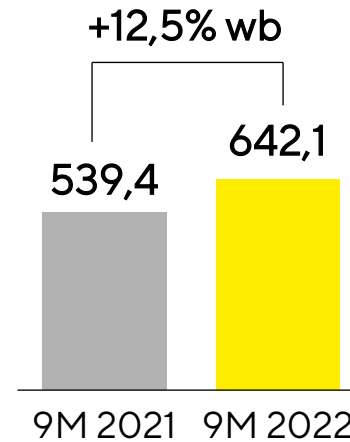
## Auftragseingang

in Mio. €



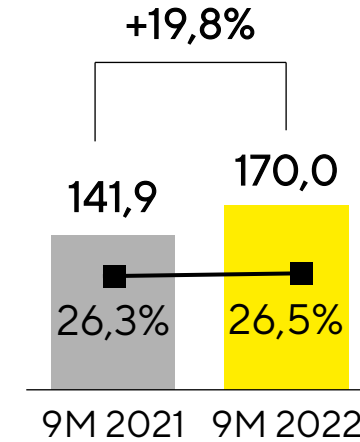
## Umsatz

in Mio. €



## Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



- Nichtorganischer Beitrag zum Umsatzwachstum von knapp 1 Prozentpunkt
- Insbesondere Bioanalytik-Geschäft und USA mit dynamischer Entwicklung
- Leicht gestiegene Profitabilität; Skaleneffekte und vorteilhafter Produktmix überkompensieren höhere Kosten und negative Währungseffekte

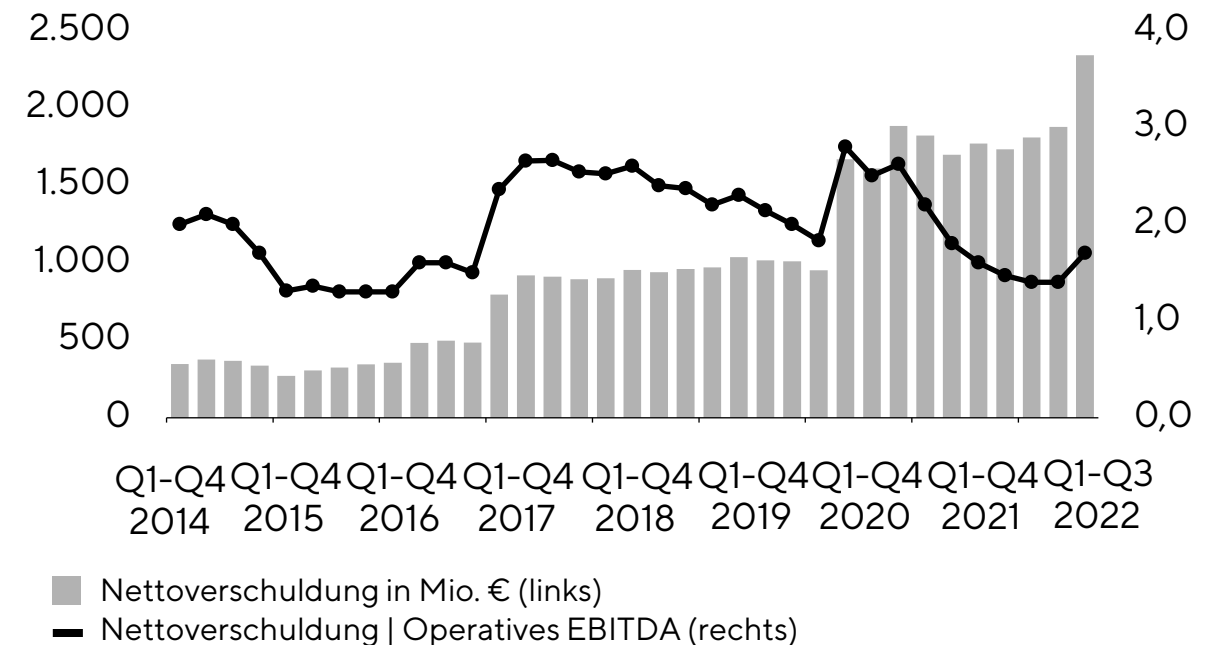
# Robuste Finanzlage

## Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2021	30.09.2022
Eigenkapitalquote in %	30,2	<b>35,4</b>
Nettoverschuldung in Mio. €	1.733	<b>2.342</b>
Nettoverschuldung   Operatives EBITDA <sup>1</sup>	1,5	<b>1,7</b>

<sup>1</sup> Enthält operatives pro forma EBITDA der in 2021 und 2022 abgeschlossenen Akquisitionen

## Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad



# Albumedix stärkt Portfolio innovativer Lösungen für Neuartige Therapien

## Zahlen & Fakten



Sitz in Nottingham, UK



>100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



GMP-Produktion und F&E-Labore



33 Mio. Umsatz erwartet für 2022,  
deutlich zweistellige EBITDA-Marge



Abb.: Rekombinantes  
Albumin

## Strategische Einordnung

- Albumedix ist ein führender Anbieter von Lösungen auf Basis rekombinanten Albumins
- Albumin ist ein wichtiger Baustein bei der Herstellung innovativer Biopharmazeutika, besonders von Modalitäten wie Zelltherapien, Virustherapien und Impfstoffen
- Stärkung der Position als relevanter Anbieter von Medien ohne tierische Bestandteile und kritischen Komponenten

## Details der Transaktion

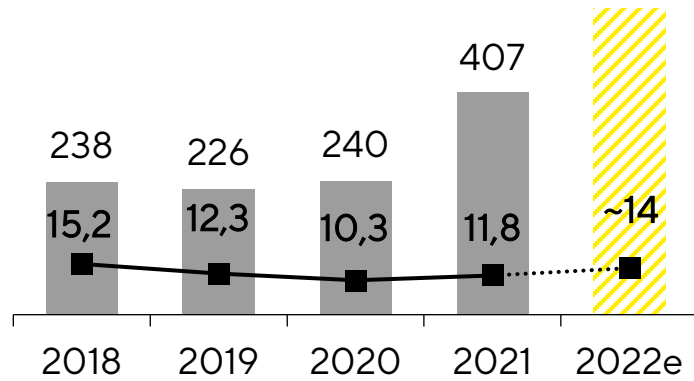
- Kaufpreis von etwa £415 Mio. für 100% der Anteile
- Akquisition abgeschlossen am 30. September 2022



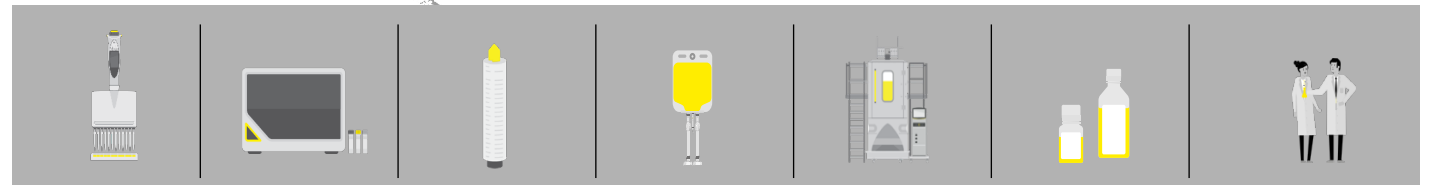
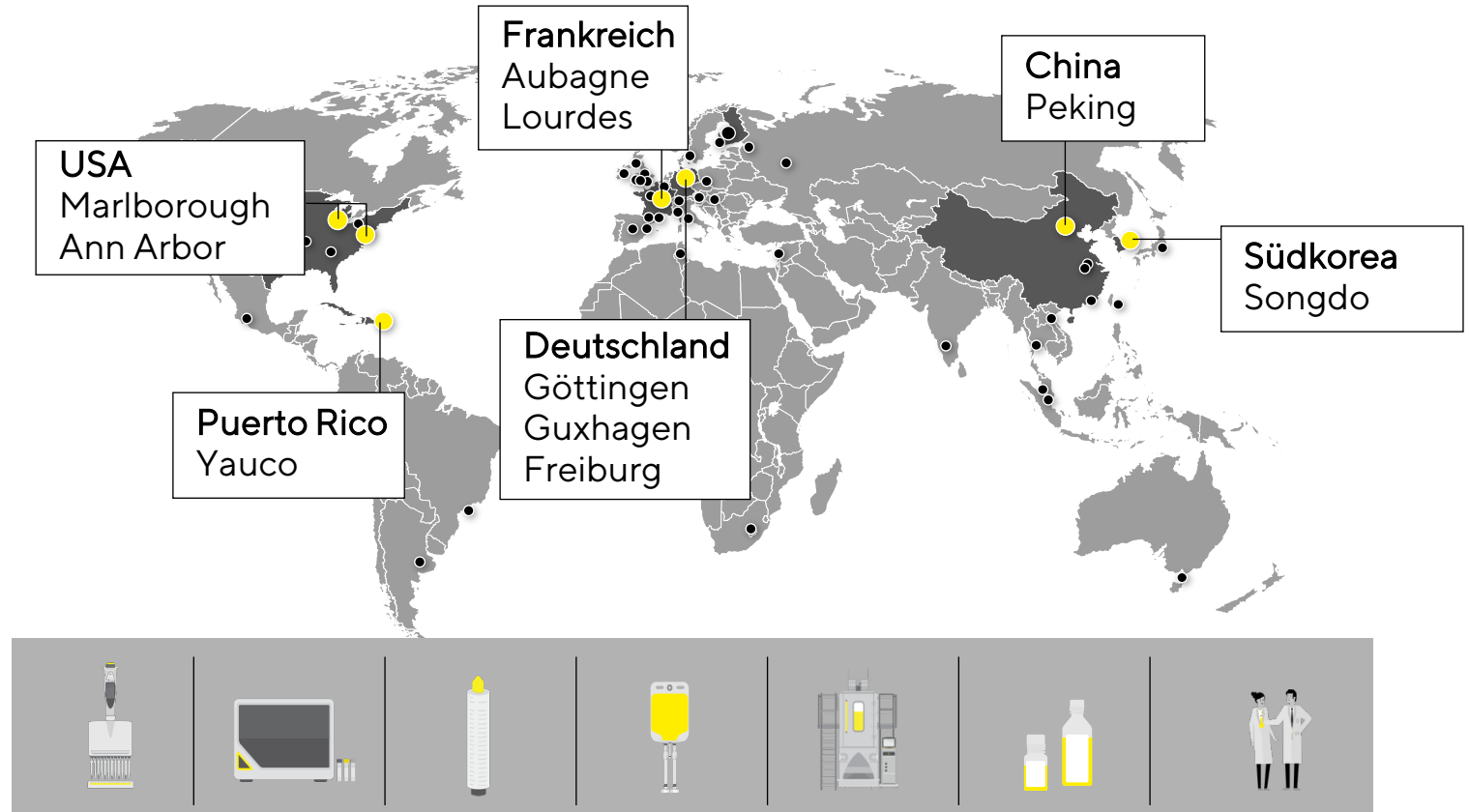
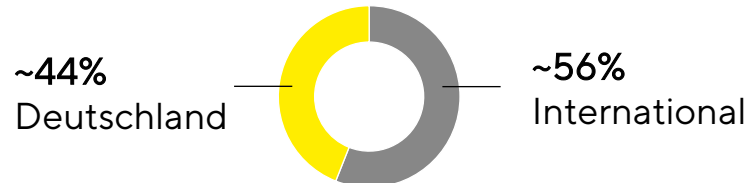
# Ausbau der Kapazitäten wird in allen Regionen fortgesetzt

## Investitionen auf hohem Niveau

Summe in Mio. €; Quote in %



9M: >350 Mio. € bereits investiert



# Prognose für 2022 mit Blick auf Umsatzwachstum konkretisiert, Profitabilitätsannahme unverändert; Unsicherheiten bleiben hoch

Konkretisierte Prognose <sup>1</sup>	Umsatzwachstum	Operative EBITDA-Marge
<b>Sartorius Konzern</b>	<b>untere Hälfte von ~15% - 19%</b>	<b>~34%</b>
davon Akquisitionen	~2 Pp	
<b>Bioprocess Solutions (BPS)</b>	<b>untere Hälfte von ~17% - 21%</b>	<b>~36%</b>
davon Akquisitionen	~2 Pp	
<b>Lab Products &amp; Services (LPS)</b>	<b>obere Hälfte von ~6% - 10%</b>	<b>~26%</b>
davon Akquisitionen	~1 Pp	

- Pandemiebedingtes Geschäft bei etwa 250 Mio. € erwartet
- Margenziel beinhaltet Aufwendungen für die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität in Höhe von rund 0,5% des Konzernumsatzes
- Dynamischer Verschuldungsgrad bei etwa 1,6 erwartet (bisher etwa 1,1; höher im Wesentlichen aufgrund der Albumedix-Akquisition)

<sup>1</sup> wechsellkursbereinigt

# Fragen und Diskussion



# Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

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.