

# SARTORIUS

## Simplifying Progress

### Vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021

Medienkonferenz | 27. Januar 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.

---

# Themen auf einen Blick

3.449 Mio. € | +49%<sup>1</sup>

Umsatz 2021

34,1% | +4,5 Pp

EBITDA-Marge<sup>2</sup> 2021

~400 Mio. €

Investitionen 2021

~14.000 | +3.200

Mitarbeitende 2021

minus ~10% p.a.

CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität<sup>3</sup>

~14% - 18%

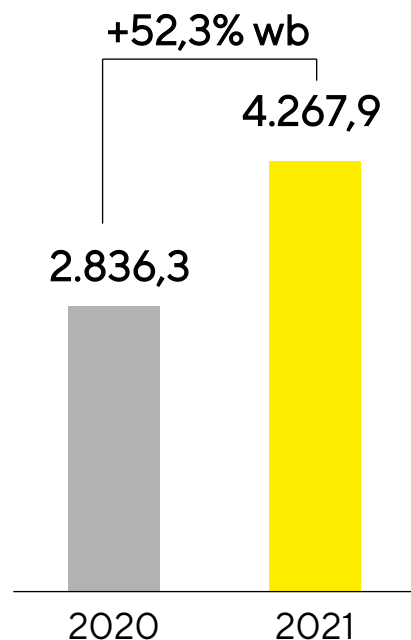
Umsatzwachstum 2022<sup>4</sup>

1 wechselkursbereinigt 2 Operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte 3 CO<sub>2</sub> Emissionen / € Umsatz 4 Prognose

# Deutlich zweistellige Wachstumsraten und Ertragsprung

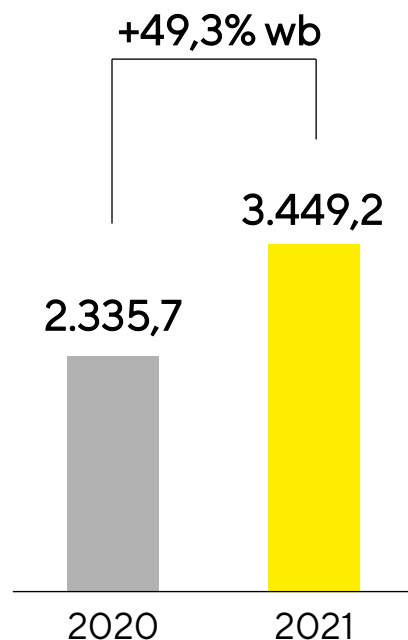
## Auftragseingang

in Mio. €



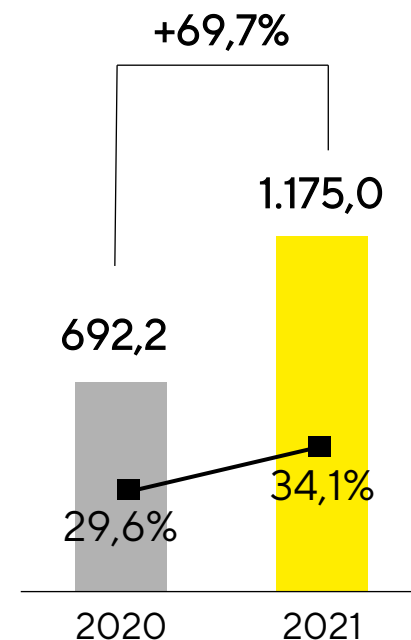
## Umsatz

in Mio. €



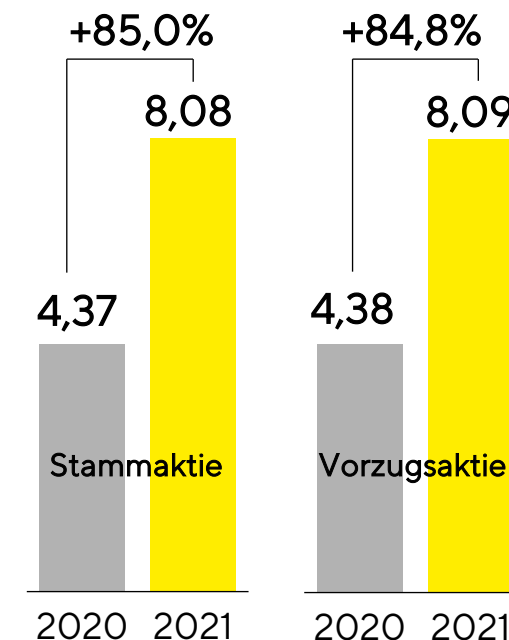
## EBITDA<sup>1</sup> & Marge

in Mio. €



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

in €

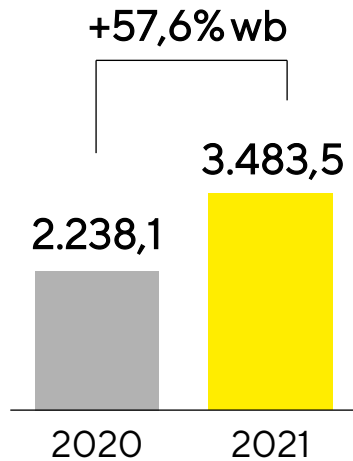


Zahlen für 2020 wurden aufgrund der endgültigen PPA für die Übernahmen von BIA Separations und WaterSep BioSeparations angepasst 1 Operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte; 2 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

# Sparte Bioprocess Solutions: Starkes Wachstum im Basisgeschäft und bei Impfstoffen; erweiterte Kapazitäten, angespannte Lieferketten

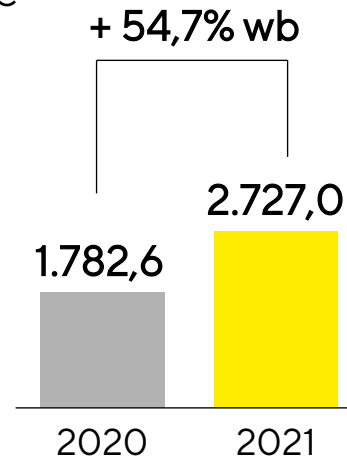
## Auftragseingang

in Mio. €



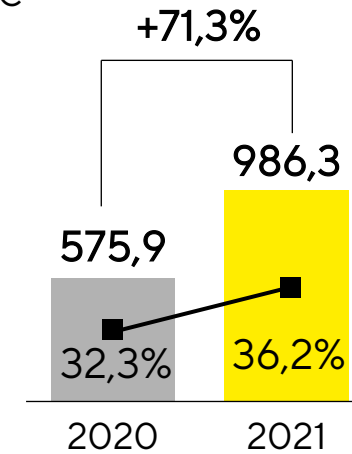
## Umsatz

in Mio. €



## Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €

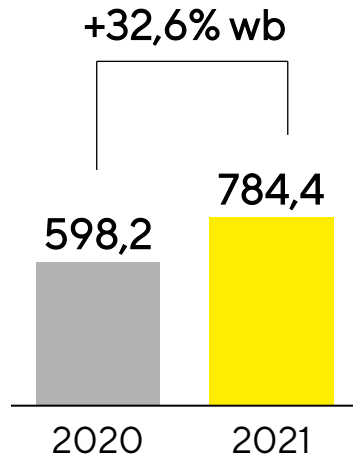


- Hohes Umsatzwachstum im Basisgeschäft, Pandemieeffekt rund 20 Prozentpunkte; Akquisitionen tragen knapp 5 Prozentpunkte bei
- Operative EBITDA-Marge: signifikanter Anstieg aufgrund von Skaleneffekten und einer verzögerten Kostenentwicklung in einigen Bereichen
- Sehr guter Fortschritt bei der Erweiterung der Produktionskapazitäten

# Sparte Lab Products & Services: Hohes Wachstum mit besonders guter Entwicklung des Bereichs Bioanalytik

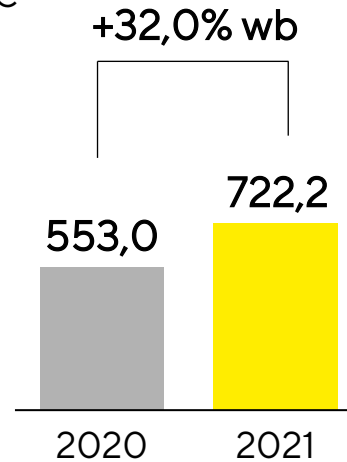
## Auftragseingang

in Mio. €



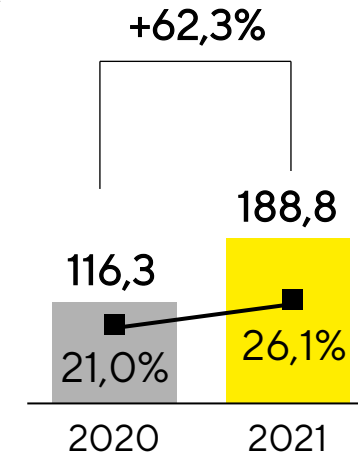
## Umsatz

in Mio. €



## Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



- Sehr deutliches organisches Wachstum nach einer pandemiebedingt gedämpften Vorjahresentwicklung
- Akquisitionseffekt beim Umsatzwachstum rund 6 Prozentpunkte; Komponenten für Coronavirus-Tests tragen rund 6 Prozentpunkte bei
- Profitabilitätssprung durch Skaleneffekte, günstigen Produktmix und verzögerte Kostenentwicklung in einigen Bereichen

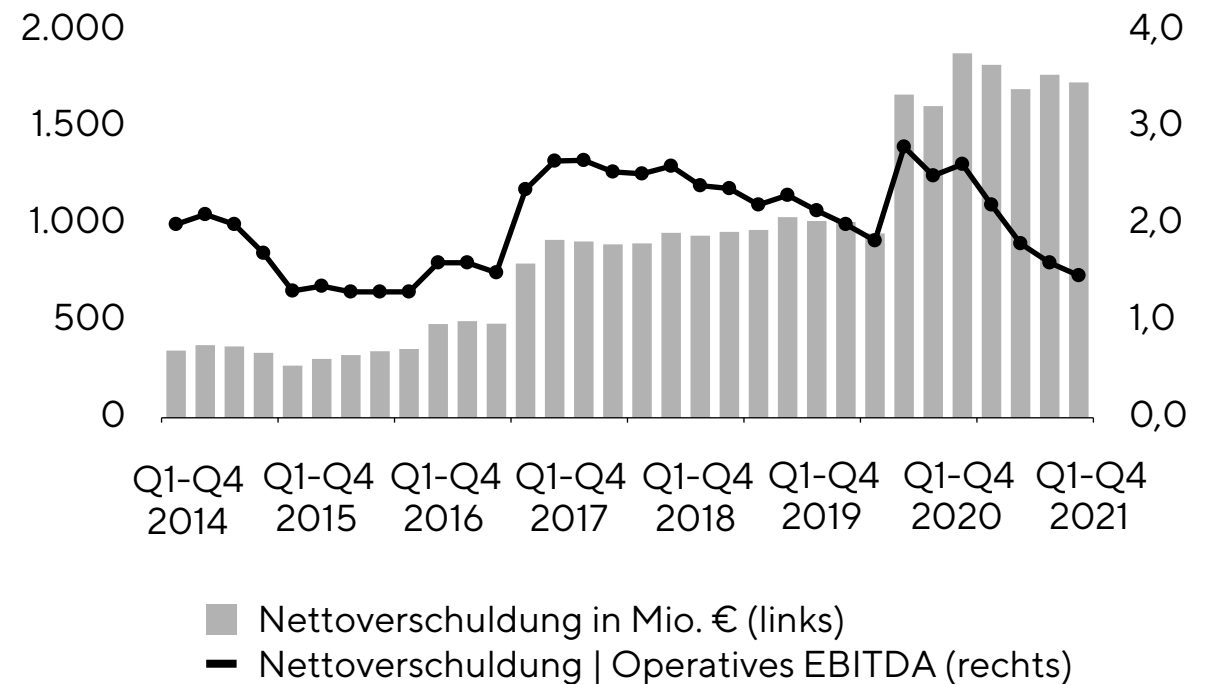
# Finanzkennzahlen weiter solide; Verschuldungsgrad deutlich reduziert

## Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2020	31.12.2021
Eigenkapitalquote in %	30,8	<b>30,2</b>
Nettoverschuldung in Mio. €	1.884	<b>1.733</b>
Nettoverschuldung   Operatives EBITDA <sup>1</sup>	2,6	<b>1,5</b>

<sup>1</sup> Enthält operatives pro forma EBITDA der in 2020 und 2021 abgeschlossenen Akquisitionen

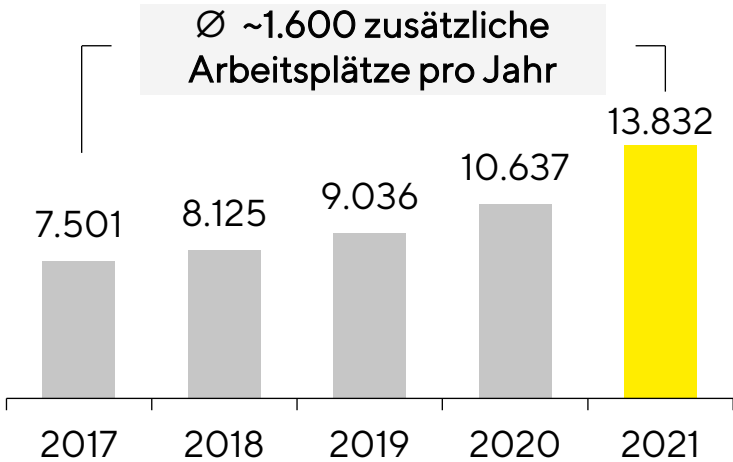
## Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad



# Zahl der Mitarbeitenden steigt um rund 3.200 auf fast 14.000

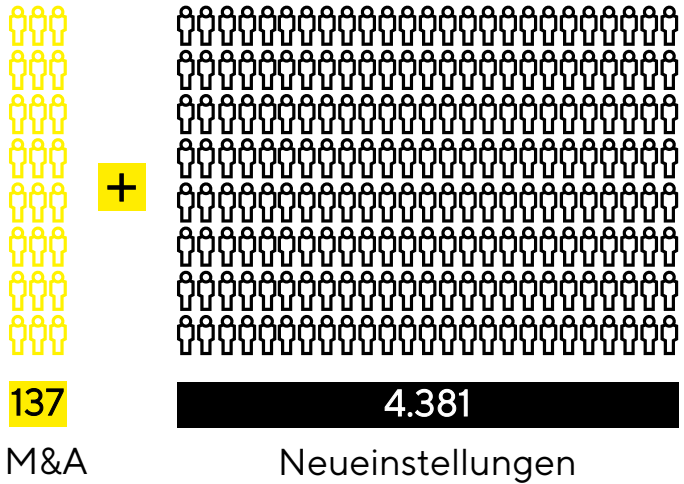
## Zuwachs von Arbeitsplätzen

Gesamtzahl der Mitarbeiter



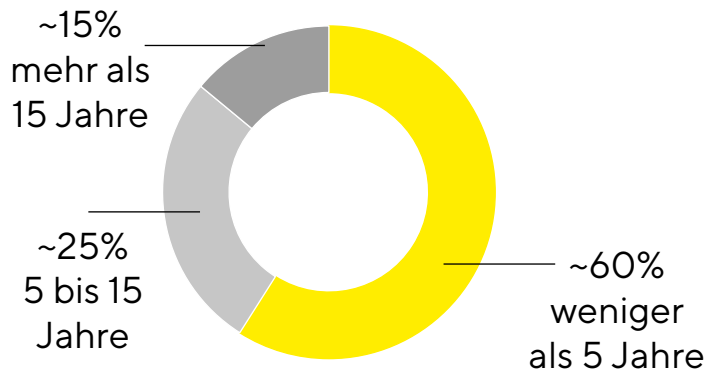
## Kontinuierliche Integration

Über 4.500 neue Mitarbeiter



## Mix aus Erfahrung & neuen Impulsen

Betriebszugehörigkeit



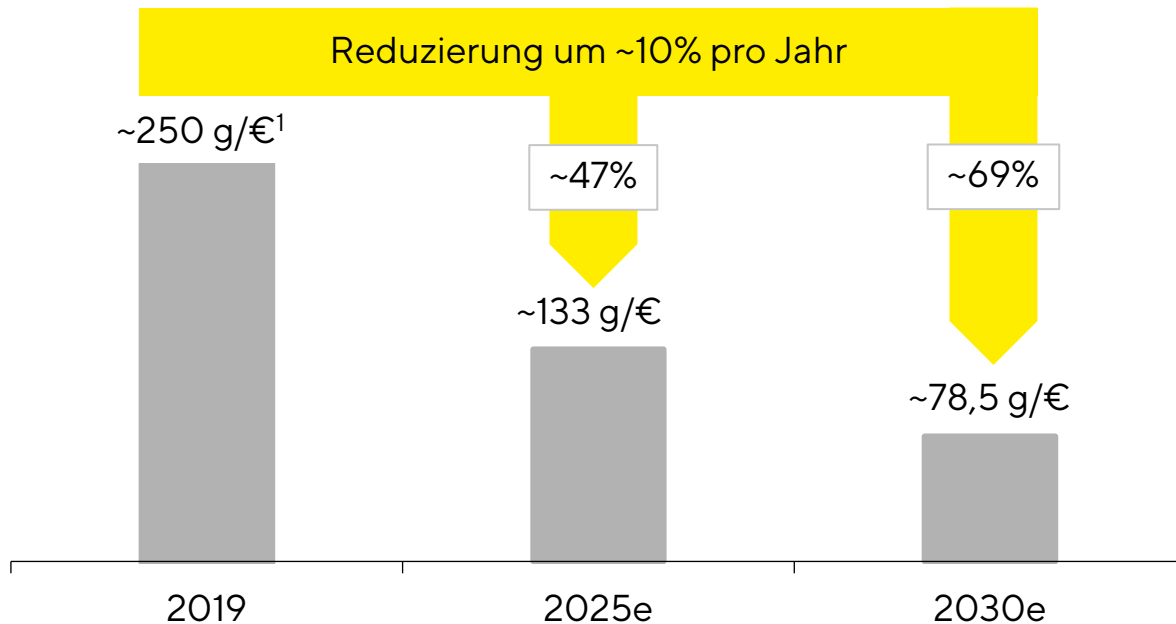
Stichtag 31.12.2021



# Ambitioniertes Ziel zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität

## CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität

Emissionen im Verhältnis zum Umsatz (kt CO<sub>2</sub> / €)



1 ~450 kt CO<sub>2</sub> Emissionen / ~1.8 Mrd. € Umsatz

- Sartorius strebt Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität um jährlich 10 % an
- Ambitioniertes Ziel auch im Vergleich zu anderen Initiativen: EU-Programm „Fit for 55“: ~8,5 % p.a.; Science Based Targets: ~7,0 % p.a.; durchschnittliche Reduktionsziele von Kunden/Lieferanten: ~8,5 % p.a.; alle Zielwerte umgerechnet in CO<sub>2</sub>-Intensitätsreduktionen
- Brutto-Reduzierung der Emissionen hat Priorität; Kompensationsmaßnahmen ggf. zu späterem Zeitpunkt
- Perspektivisch Aufwendungen von durchschnittlich rund 1 % des Umsatzes jährlich für entsprechende Maßnahmen
- Aufwendungen im Geschäftsjahr 2022 etwa 0,5 % des Konzernumsatzes

# Ausblick 2022: Zweistelliges Umsatzwachstum bei anhaltend hoher Marge

Prognose 2022 <sup>1</sup>	Umsatzwachstum	Operative EBITDA-Marge
<b>Sartorius Konzern</b>	<b>~ 14% - 18%</b>	<b>~ 34,0%</b>
davon Akquisitionen	1 Pp	
<b>Bioprocess Solutions (BPS)</b>	<b>~16% - 20%</b>	<b>~ 36,0%</b>
davon Akquisitionen	1 Pp	
<b>Lab Products &amp; Services (LPS)</b>	<b>~ 6% - 10%</b>	<b>~ 26,0%</b>
davon Akquisitionen	1 Pp	

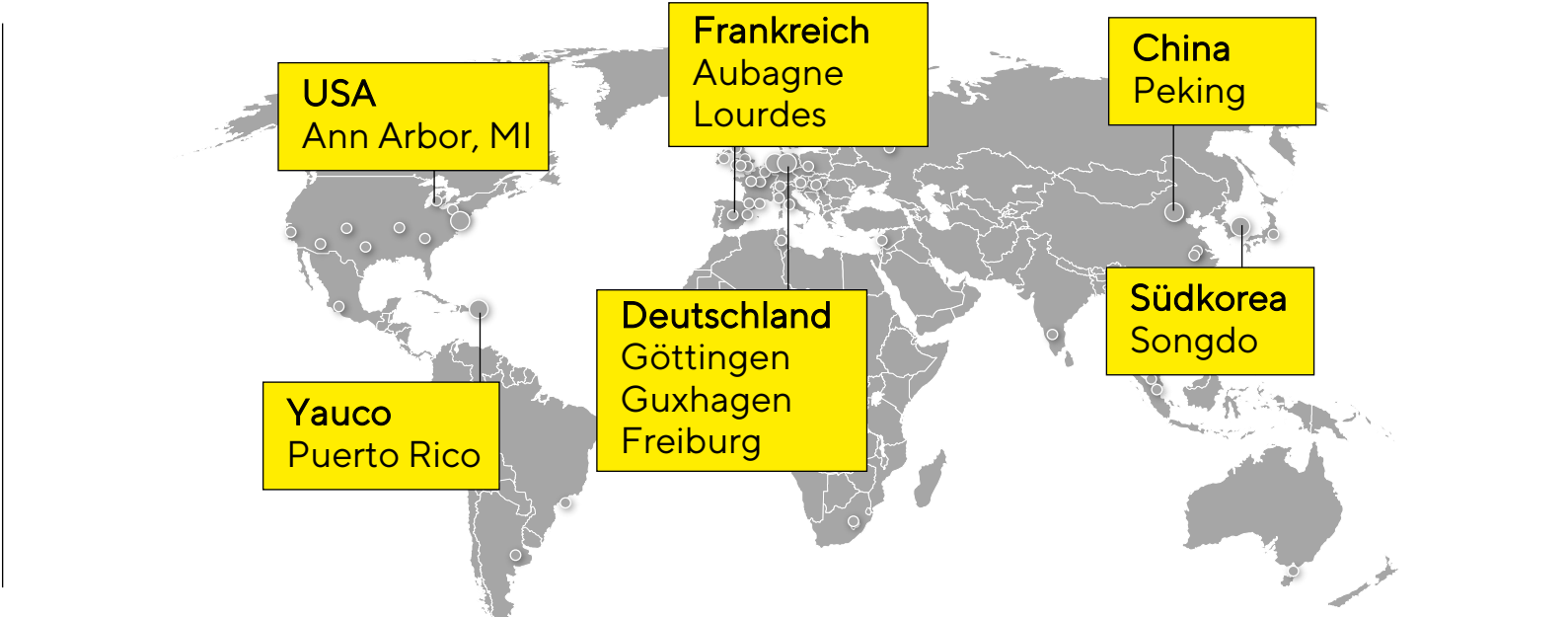
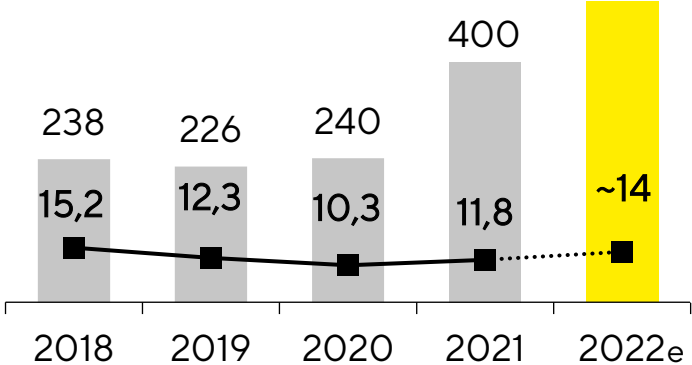
- Pandemiebedingtes Geschäft in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von rund 500 Millionen Euro erwartet
- Margenziel beinhaltet Aufwendungen für die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität in Höhe von rund 0,5% des Konzernumsatzes
- Investitionsquote rund 14%
- Dynamischer Verschuldungsgrad: etwa 1,1

<sup>1</sup> wechselkursbereinigt

# Ausbau der Kapazitäten wird in allen Regionen fortgesetzt

## Investitionen auf hohem Niveau

Summe in Mio. €; Quote in %



## 2021 Auswahl



# Ausblick 2025: Umsatzziel bestätigt, Profitabilitätsziel erhöht

	BPS	LPS	Sartorius Konzern
Umsatz	<b>~3,8 Mrd. €</b> unverändert	<b>~1,2 Mrd. €</b> unverändert	<b>5 Mrd. €</b> unverändert
EBITDA Marge	<b>~36%</b> zuvor ~34%	<b>~28%</b> zuvor ~25%	<b>~34%</b> zuvor ~32%



Margenziel beinhaltet Aufwendungen für die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität in Höhe von rund 1% des Umsatzes

2025-Ziele auf Basis von Wechselkursen von 2020; EBITDA bereinigt um Sondereffekte

# Vielen Dank.

## Kontakt

Petra Kirchhoff  
Head of Corporate Communications &  
Investor Relations

Phone +49 551 308 1686  
[petra.kirchhoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com)

Philipp Grontzki  
Head of External Communications

Phone +49 551 308 5581  
[philipp.grontzki@sartorius.com](mailto:philipp.grontzki@sartorius.com)

Timo Lindemann  
Corporate Communications

Phone +49 551 308 4724  
[timo.lindemann@sartorius.com](mailto:timo.lindemann@sartorius.com)

The Sartorius logo is displayed in a bold, black, sans-serif font on a bright yellow background. The letters are closely spaced and have a modern, clean appearance.