

SARTORIUS

Simplifying Progress

Geschäftsergebnisse der ersten neun Monate 2023

Medienkonferenz | 19. Oktober 2023

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.

Überblick

- Leichte Auftragsbelegung in der Bioprozesssparte seit Ende des 3. Quartals spürbar, aber geringer als erwartet
- Schwächere Marktlage im 3. Quartal für die Laborsparte, insbesondere in China und den USA
- Ausblick für 2023 angepasst; profitables Wachstum für 2024 erwartet; mittelfristige Ziele werden geprüft
- Weiterhin grundlegend positive Wachstumsfaktoren; Marktvolatilität und geopolitische Unsicherheiten bleiben jedoch hoch
- Finanzierung der Polyplus-Akquisition: Anleihen mit Volumen von 3 Milliarden Euro platziert; Emission mehrfach überzeichnet
- CO₂-Emissionsziele erweitert: Klimaneutralität bis 2045 geplant



Verzögerter Nachfrageerholung in der gesamten Branche; erste Erholungstendenzen sichtbar

2.201 Mio. € | -27,9%¹

Auftragseingang

2.546 Mio. € | -16,4%¹

Umsatz

28,8% | -5,0 Pp

operative EBITDA-Marge²

4,00 € | 4,01 €

Ergebnis³ je StA | VzA

~15.000 | -1.100⁴

Mitarbeitende

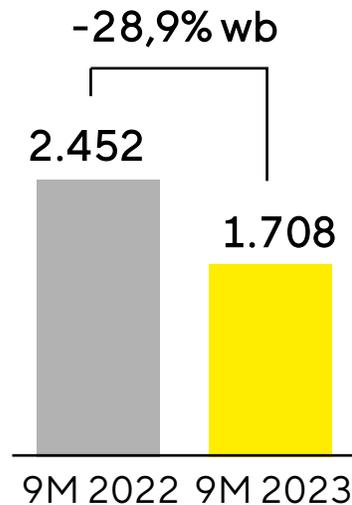
Ausblick 2023
angepasst

1 wechsellkursbereinigt 2 bereinigt um Sondereffekte 3 basierend auf dem Periodenergebnis nach Anteilen Dritter; bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote 4 gegenüber 31. Dezember 2022

Bioprocess Solutions: Abbau von Lagerbeständen bei Kunden dauert an

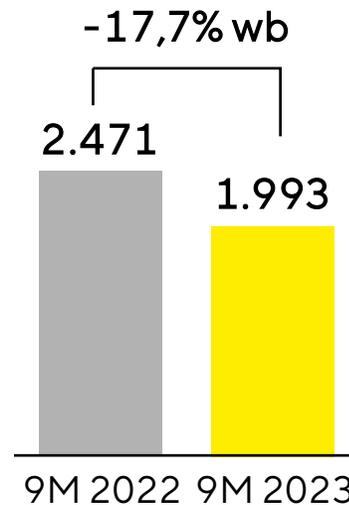
Auftragseingang

in Mio. Euro



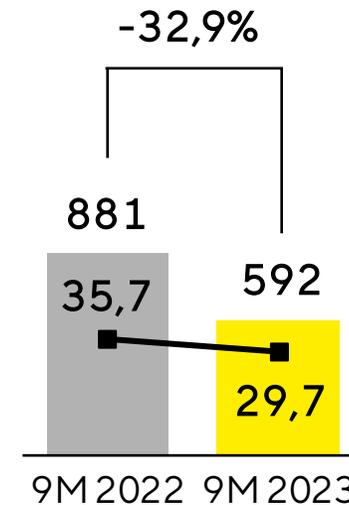
Umsatz

in Mio. Euro



Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. Euro



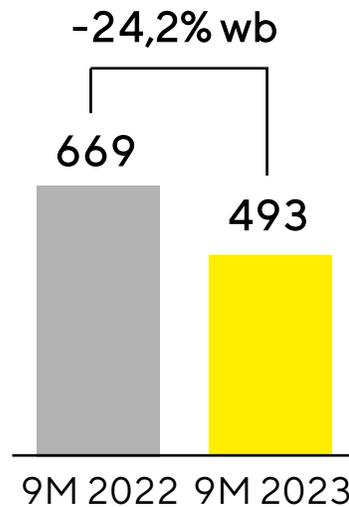
- Akquisitionen tragen ~2 Prozentpunkte zur Umsatzentwicklung bei; ohne Coronageschäft Umsatzrückgang von knapp über 10 Prozent
- Auftragseingang stark durch Lagerabbau, niedrige Produktionsniveaus und gedämpfte Investitionstätigkeit beeinflusst; Nachfrageerholung seit Ende des dritten Quartals erkennbar, aber langsamer als erwartet
- Operative EBITDA-Marge sinkt vor allem aufgrund von Volumen- und Produktmixeffekten

wb = wechsellkursbereinigt

Lab Products & Services: Entwicklung gedämpft durch zurückhaltende Nachfrage der Pharmabranche vor allem in China und den USA

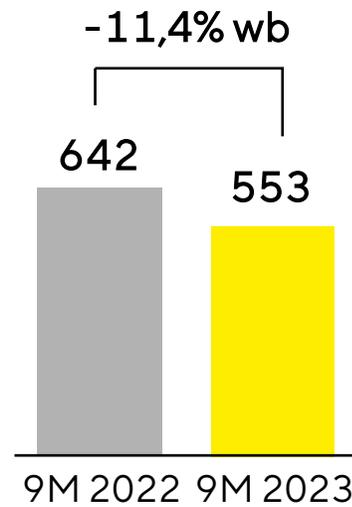
Auftragseingang

in Mio. Euro



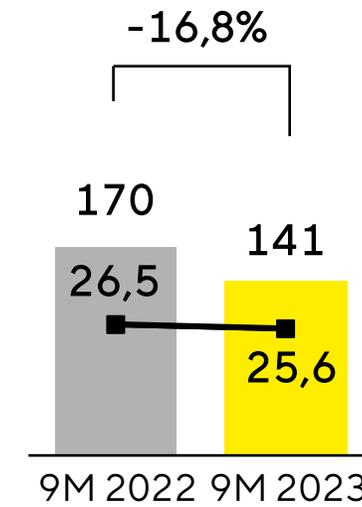
Umsatz

in Mio. Euro



Operatives EBITDA und -Marge

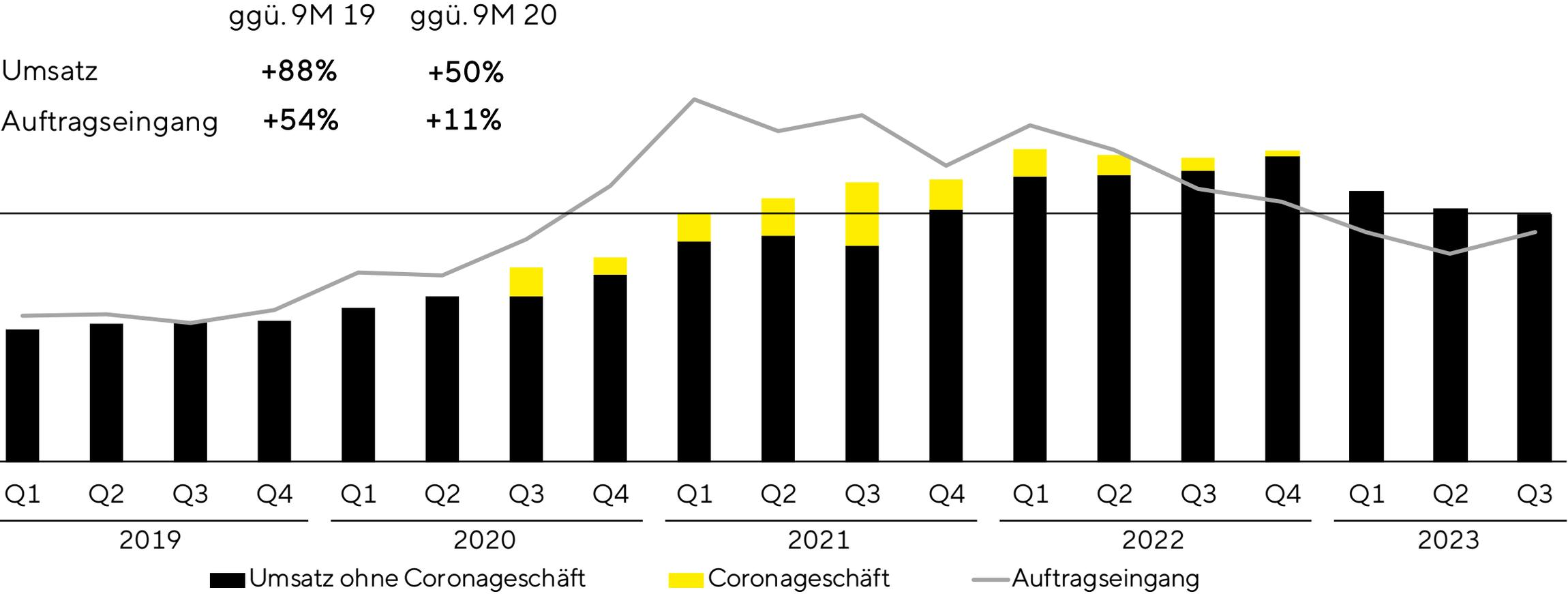
in Mio. Euro



- Ohne Coronageschäft Umsatzrückgang von rund 9 Prozent
- Auftragseingang beeinflusst durch insgesamt schwächere Märkte und niedrige Investitionen, insbesondere junger Biotech-Unternehmen und großer Pharmakunden in China und den USA
- Operative EBITDA-Marge bleibt auf sehr robustem Niveau

wb = wechsellkursbereinigt

Nachfrage seit Pandemie deutlich volatiler



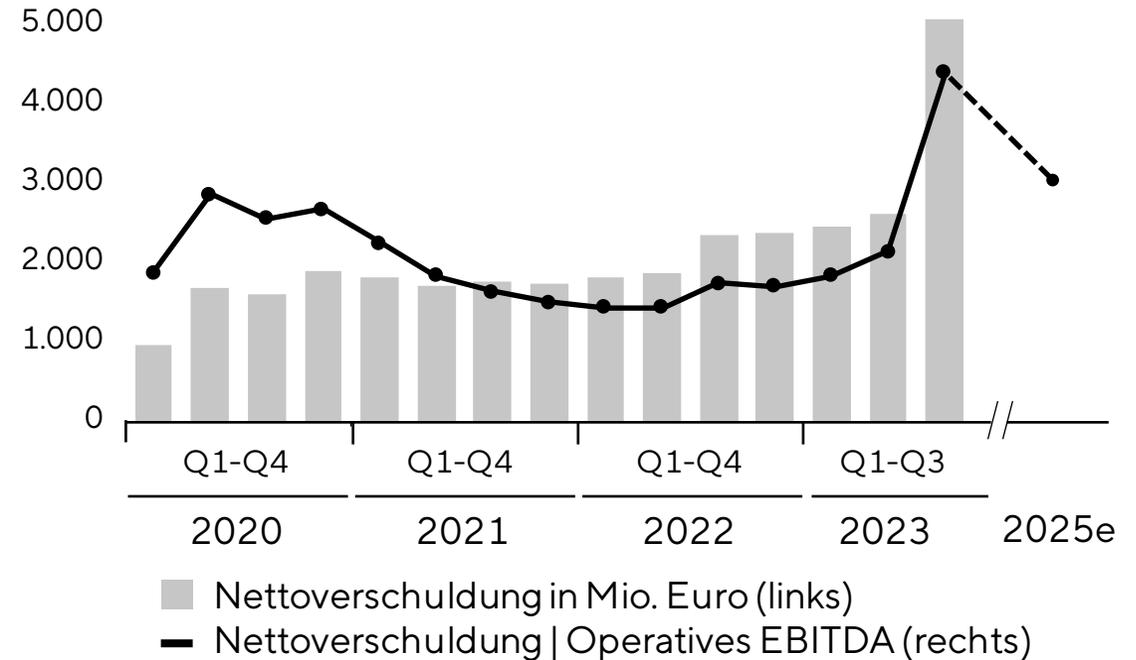
Bilanz durch Polyplus-Akquisition geprägt; zügige Rückführung der Verschuldung geplant

Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2022	30.09.2023
Eigenkapitalquote in Prozent	38,1	27,6
Nettoverschuldung in Mio. Euro	2.375	5.070
Nettoverschuldung Operatives EBITDA ¹	1,7	4,5

¹ enthält operatives pro forma EBITDA der in den letzten 12 Monaten abgeschlossenen Akquisitionen

Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad



Solides Investment-Grade-Rating; Anleihen erfolgreich platziert

BBB Investment-Grade-Rating

- S&P stuft Sartorius mit BBB-Rating mit stabilem Ausblick ein
- Ratingagentur hebt Sartorius' operative Stärke, finanzielle Disziplin und gesunde Endmärkte hervor



Anleihen mit Volumen von 3 Mrd. € begeben

- Emission mehr als 6-fach überzeichnet
- Emissionserlöse zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung der Polyplus-Akquisition und für allgemeine Unternehmenszwecke



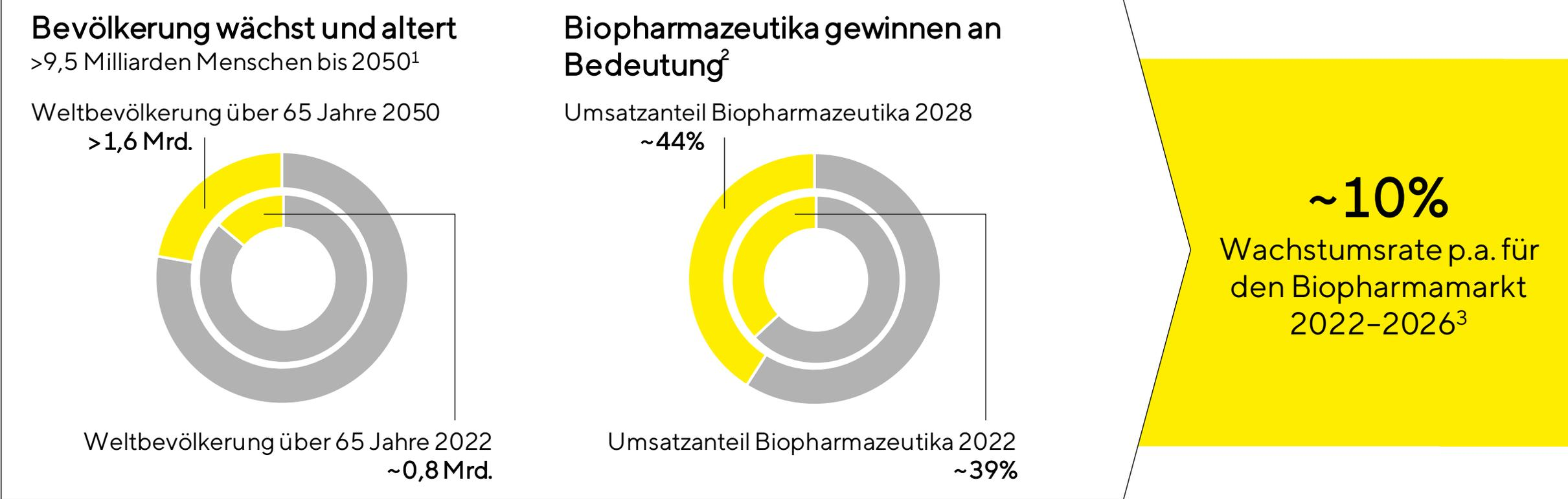
Ausblick 2023 für Umsatz und Marge am 12. Oktober angepasst

Prognose 2023	Umsatzentwicklung	operative EBITDA-Marge
Sartorius Konzern	~ -17%	etwas über ~28%
ohne coronabezogenes Geschäft davon Akquisitionen	~ -12% ~2 Pp	
Bioprocess Solutions	~ -18%	etwas über ~29%
ohne coronabezogenes Geschäft davon Akquisitionen	~ -13% ~2 Pp	
Lab Products & Services	~ -13%	etwas über ~25%
ohne coronabezogenes Geschäft	~ -10%	

- Coronabezogenes Geschäft voraussichtlich mit untergeordneter Rolle
- Margenziele beinhalten Aufwendungen für die Reduzierung der CO₂-Emissionsintensität in Höhe von rund 1 Prozent des Umsatzes
- Investitionsquote bei etwas über 17 Prozent erwartet
- Dynamischer Verschuldungsgrad voraussichtlich etwas über 5

Alle Angaben in konstanten Währungen

Ausblick langfristig positiv dank intakter Marktgrundlagen



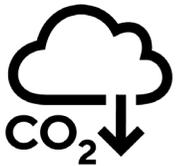
1 United Nations: World Population Prospects, 2022 2 Evaluate Pharma: World Preview 2022, Outlook to 2028, August 2022

3 Schätzungen auf Grundlage von Branchenberichten (z. B. IQVIA, Evaluate Pharma, globaldata), 2023

Neues Nachhaltigkeitsziel: Klimaneutral bis 2045

Langfristiges Ziel der Klimaneutralität ergänzt Strategie

- Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette gemeinsam mit Lieferanten und Kunden
- 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030
- Strom für deutsche Standorte Göttingen, Guxhagen und Ulm bereits seit 2021 aus Wasserkraft



Sartorius verpflichtet sich, seine mittelfristigen Klimaziele um von der Science Based Targets-Initiative bestätigte Ziele zu erweitern.

Fragen und Diskussion



Fragen und Diskussion

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.

Alternativ können Sie Ihre Frage über die Chat-Funktion stellen.