

SARTORIUS

Simplifying Progress

Geschäftsergebnisse 1. Quartal 2023

Medienkonferenz | 20. April 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.

Highlights

- Nachfragenormalisierung setzt sich wie erwartet fort; Umsatz währungsbereinigt 13% unter Vorjahr; ohne Coronageschäft moderater Rückgang
- Operative EBITDA-Marge bei 30,1% entsprechend der Umsatzentwicklung; fokussiertes Kostenmanagement
- Für 2. Halbjahr kein signifikanter Effekt aus Lagerbestandsabbau bei Kunden mehr erwartet; Ausblick 2023 bestätigt
- Angekündigte Übernahme von Polyplus: Erweiterung des Portfolios für Advanced Therapies



Nachfragenormalisierung setzt sich wie erwartet fort

765 Mio. € | -32%¹

Auftragseingang

903 Mio. € | -13,2%¹

Umsatz

30,1% | -3,9 Pp

EBITDA-Marge²

1,69 € | 1,70 €

Ergebnis³ je StA | VzA

~15.500 | -400⁴

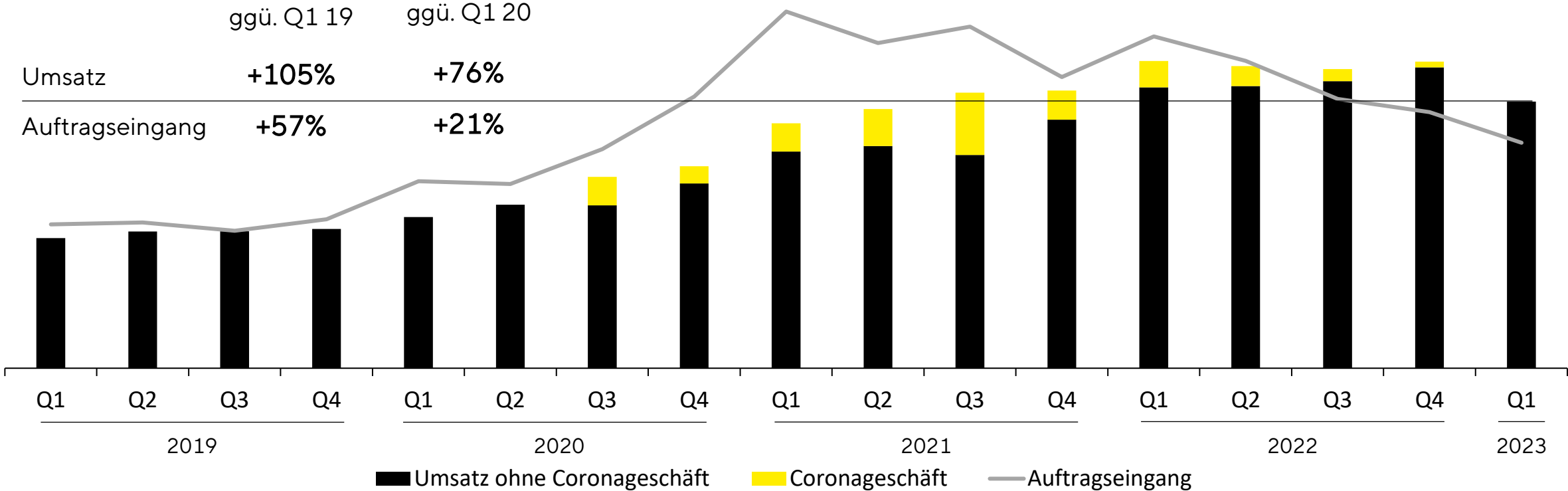
Mitarbeitende

Ausblick bestätigt

für Gesamtjahr 2023

¹ Wechselkursbereinigt 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

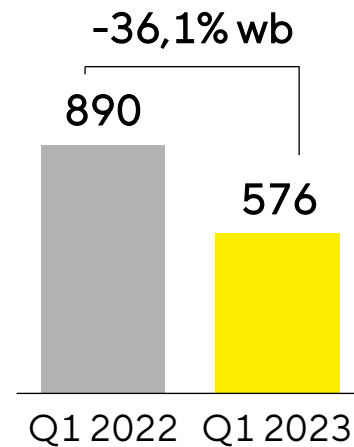
Starke Nachfrageschwankungen in mittelfristiger Perspektive



Bioprocess Solutions: Rückgang gegenüber sehr hohem Vorjahresniveau

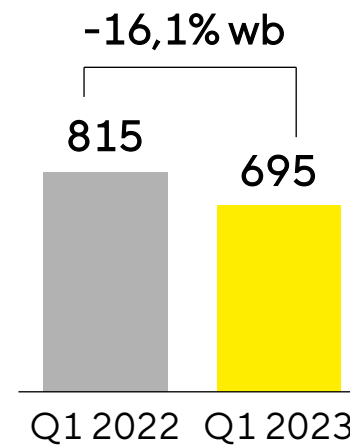
Auftragseingang

in Mio. €



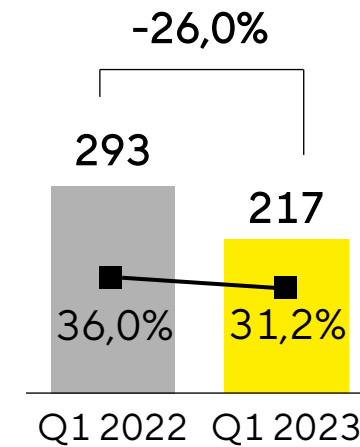
Umsatz

in Mio. €



Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €

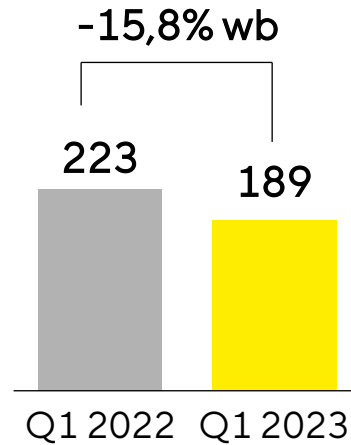


- Akquisitionen tragen ~1 Pp zum Umsatzwachstum bei; ohne Coronageschäft Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich
- Auftragseingang stark durch Abbau von Lagerbeständen bei Kunden beeinflusst; Effekt sollte im 2. Halbjahr nachlassen
- Operative EBITDA-Marge aufgrund der Umsatzentwicklung und einer höheren Kostenbasis unter Vorjahr

Lab Products & Services: Umsatz nahezu stabil

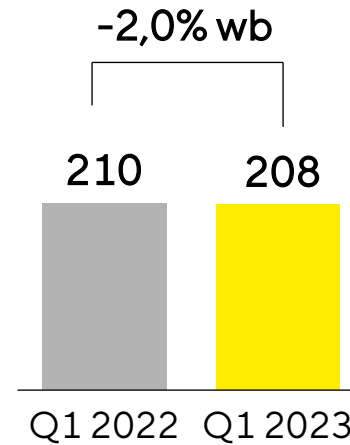
Auftragseingang

in Mio. €



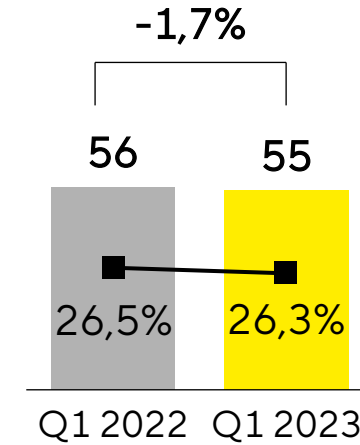
Umsatz

in Mio. €



Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



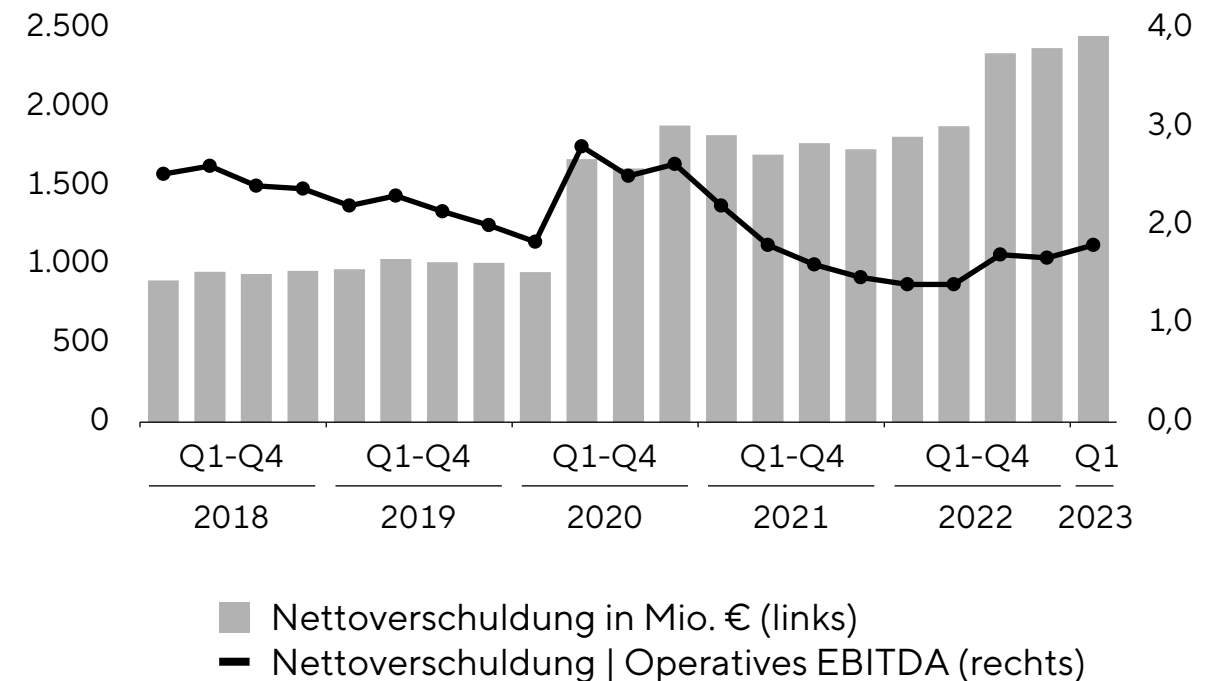
- Ohne Coronageschäft leichtes Umsatzwachstum
- Auftragseingang beeinflusst von unsicherem Umfeld, insbesondere für jüngere Biotech-Unternehmen
- Operative EBITDA-Marge nahezu auf hohem Vorjahresniveau

Sehr solide Finanzkennzahlen

Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2022	31.03.2023
Eigenkapitalquote in %	38,1	36,7
Nettoverschuldung in Mio. €	2.375	2.452
Nettoverschuldung Operatives EBITDA ¹	1,7	1,8

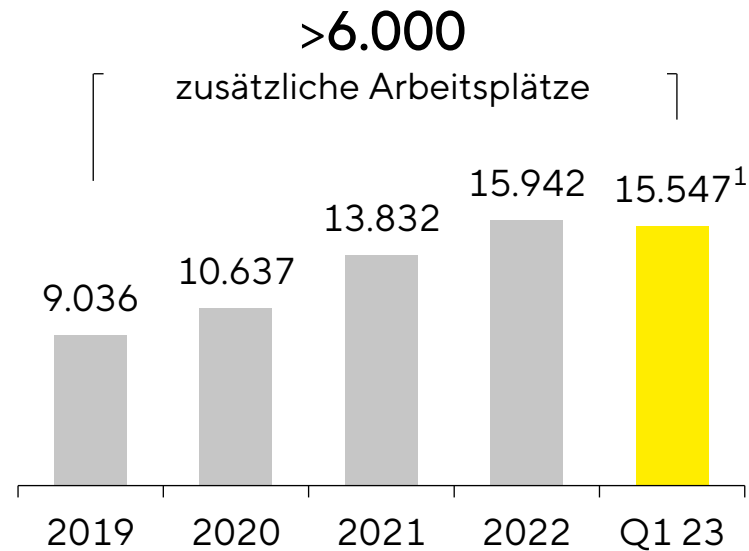
Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad



¹ Enthält operatives pro forma EBITDA der 2022 abgeschlossenen Akquisitionen

Moderate Anpassung der Mitarbeiterzahl in Folge der Normalisierung

Nach starkem Team-Wachstum aktuell Anpassung der Kapazität

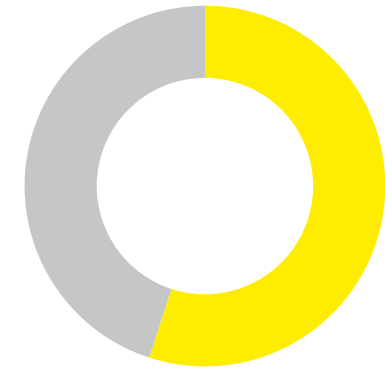


35%
der Mitarbeitenden weniger
als 2 Jahre im Unternehmen



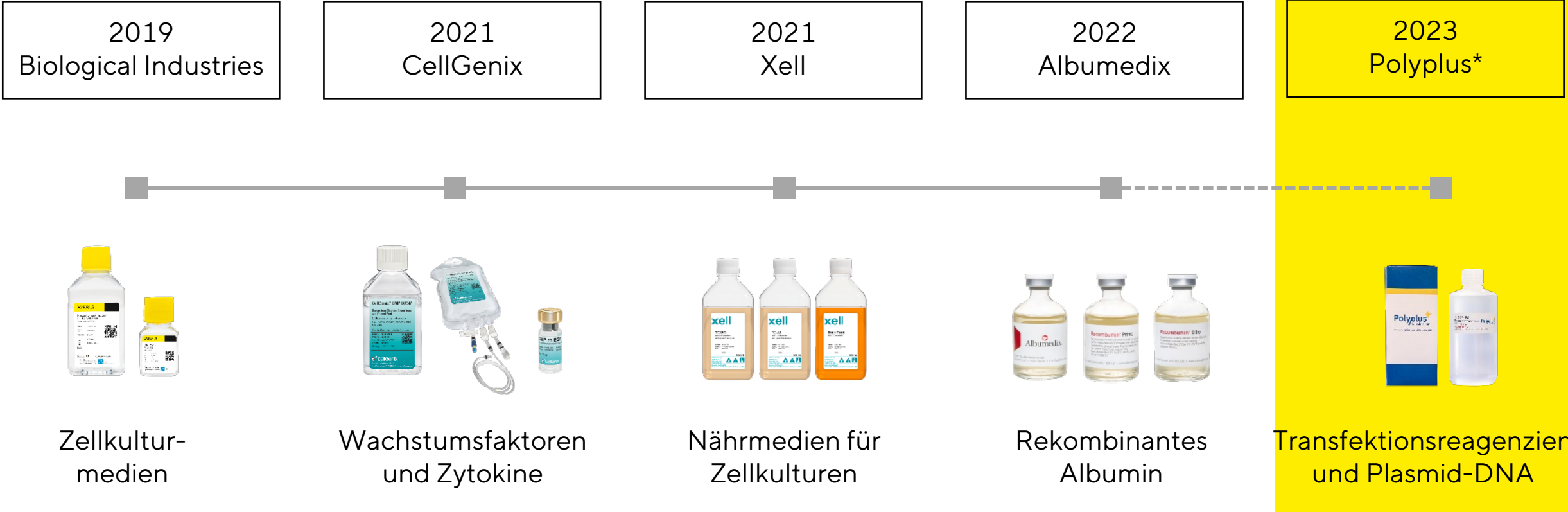
Entwicklungschancen im Konzern

55%
der Führungspositionen
wurden 2022 intern besetzt



¹ Stichtag 31.03.2023

Weitere Stärkung des Portfolios für Advanced Therapies



*Abschluss erwartet in Q3 2023; vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen

Umfangreiches Investitionsprogramm unterstützt Wachstumsambitionen

15% | Investitionsquote¹

136 Mio. € | Investitionen¹

¹ Q1 2023



Göttingen, Deutschland
Produktentwicklung, Membranproduktion, Filterproduktion



Songdo, Südkorea
Zellkulturmedien, Einwegbeutel, Filter, Labore, Training



Yauco, Puerto Rico, USA
Zellkulturmedien, Einwegbeutel, Filter



Aubagne, Frankreich
Reinräume, Produktentwicklung, Labore, Büros, Lager



Ann Arbor, Michigan, USA
Produkte und Dienstleistungen im Bereich Bioanalytik

Ausblick 2023 bestätigt

Prognose 2023 ¹	Umsatzwachstum (in %)	Operative EBITDA-Marge
Sartorius Konzern	unterer einstelliger Bereich	in etwa auf Vorjahresniveau
ohne coronabezogenes Geschäft davon Akquisitionen	oberer einstelliger Bereich ~1 Pp	
Bioprocess Solutions (BPS)	unterer einstelliger Bereich	in etwa auf Vorjahresniveau
ohne coronabezogenes Geschäft davon Akquisitionen	oberer einstelliger Bereich ~1 Pp	
Lab Products & Services (LPS)	mittlerer einstelliger Bereich	in etwa auf Vorjahresniveau
ohne coronabezogenes Geschäft	oberer einstelliger Bereich	

- 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 etwa 12,5 Prozent erwartet
- Dynamischer Verschuldungsgrad von voraussichtlich 1,5

¹ wechsellkursbereinigt

SARTORIUS

Simplifying Progress

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 auch über die Chat-Funktion stellen.