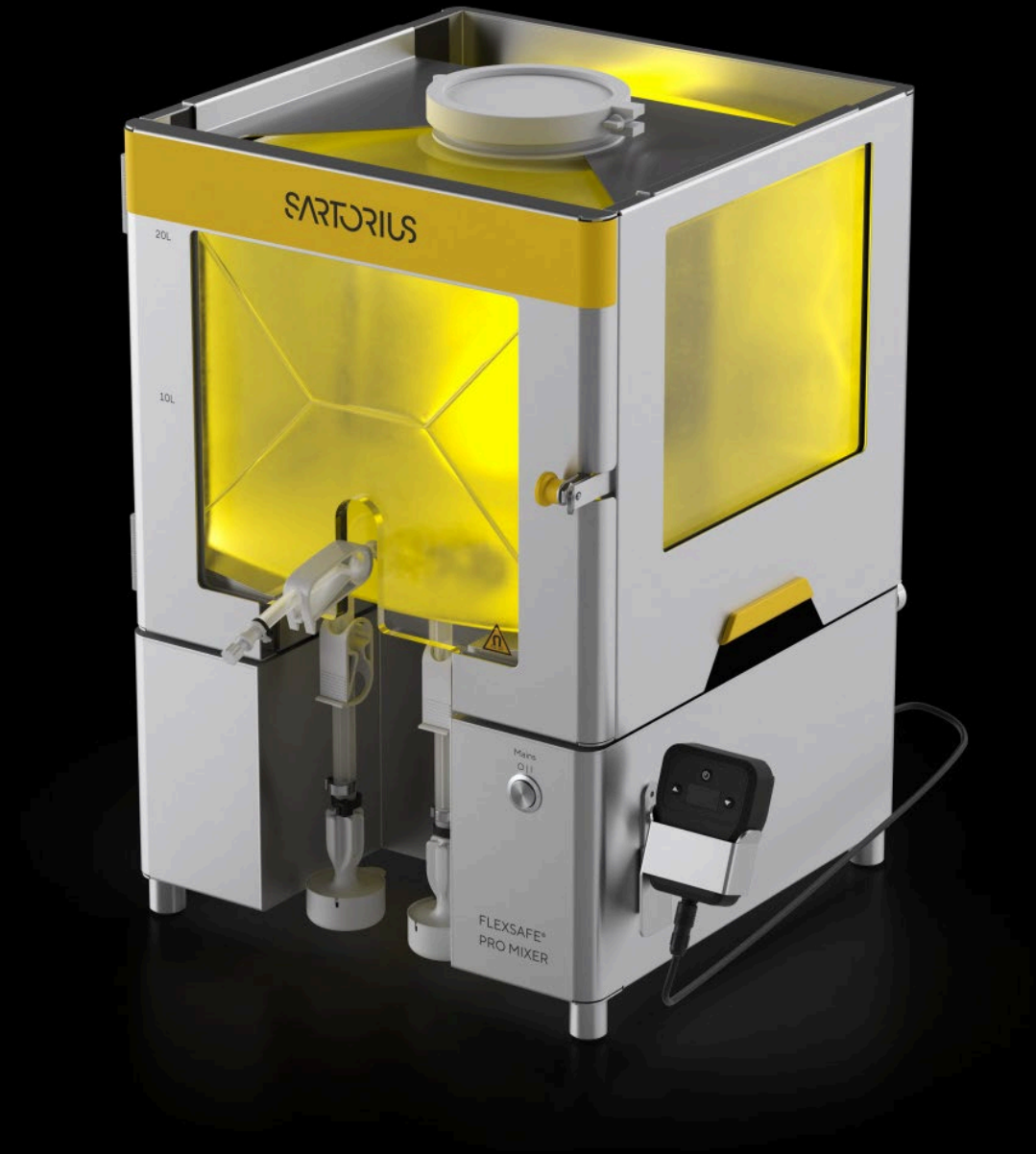


SARTORIUS

Simplifying Progress

Vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024

28. Januar 2025
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.

Sartorius behauptet starke Marktposition und hohe Profitabilität in schwierigem Branchenumfeld

- Herausforderndes Jahr 2024 für die gesamte Life-Science-Branche
- Gesamtjahresprognose voll erfüllt
- Sehr gutes 4. Quartal und positiver Trend
- Vorerst bewusst vorsichtiger Ausblick für 2025:
Profitables, moderates Wachstum über dem Marktniveau



Ziele erreicht; positiver Nachfragetrend

3,4 Mrd. €

Umsatz

+0,1%

2024

+6,5%

Q4

Umsatzwachstum

+10,8%

2024

+21,5%

Q4

Auftragseingangswachstum

28,0%

operative Gewinnmarge¹

4,05 € | 4,06 €

Ergebnis² je StA | VzA

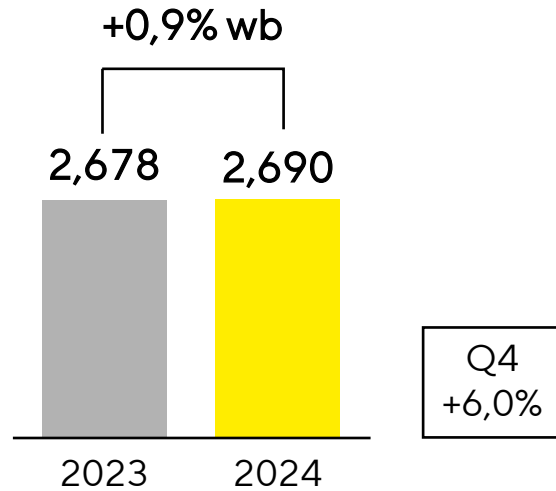
410 Mio. €

Investitionen

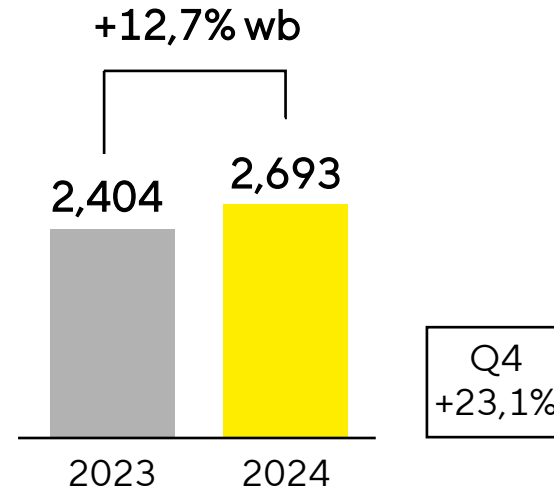
Alle Wachstumsangaben wechselkursbereinigt. 1 bereinigt um Sondereffekte 2 Basierend auf dem Periodenergebnis nach Anteilen Dritter; bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

Bioprocess Solutions: Sichtbare Nachfragedynamik

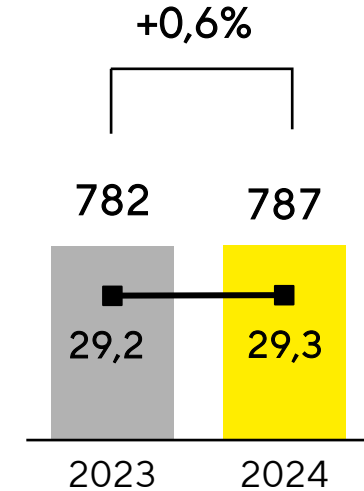
Umsatz
in Mio. Euro



Auftragseingang
in Mio. Euro



Operatives EBITDA und -Marge
in Mio. Euro

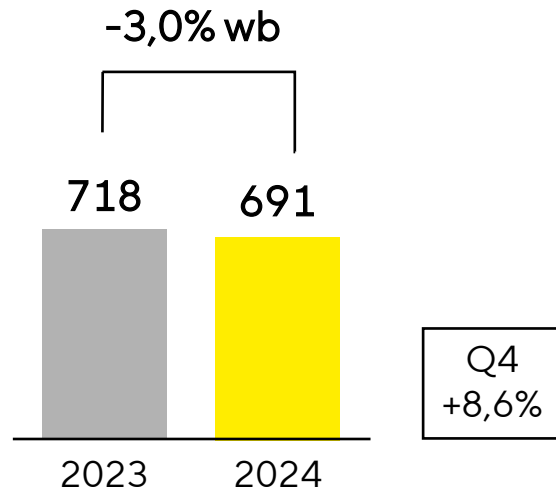


- Lagerbestandsabbau bei den meisten Kunden weitgehend abgeschlossen
- Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Produkten für neue Therapieklassen überkompensieren gedämpfte Equipment-Nachfrage
- Operative Ertragsmarge weiter auf hohem Niveau

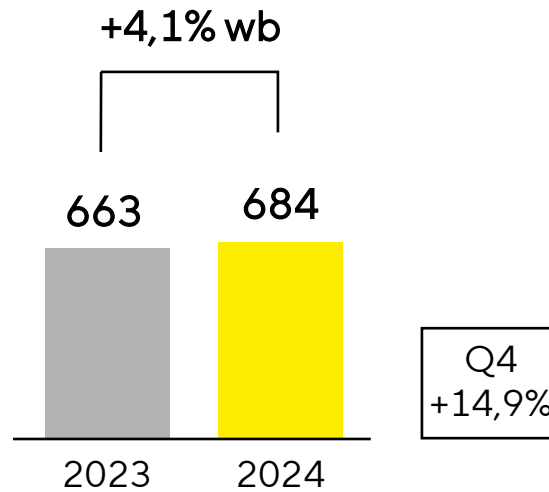
wb = wechselkursbereinigt

Lab Products & Services: Robuste Entwicklung, Nachfrage zieht an

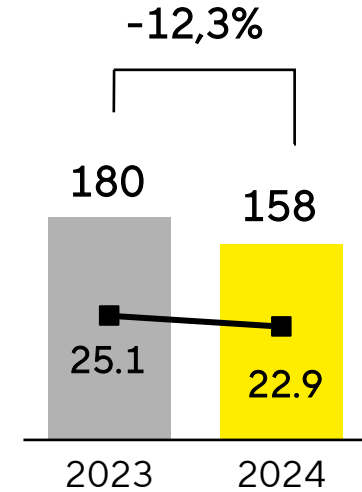
Umsatz
in Mio. Euro



Auftragseingang
in Mio. Euro



Operatives EBITDA und -Marge
in Mio. Euro



- Instrumentengeschäft durch Investitionszurückhaltung der Kunden belastet, v.a. in China
- Auftragseingang legt zu
- Operative Ertragsmarge unter Vorjahr durch geringeres Volumen und Produktmixeffekte

wb = wechselkursbereinigt

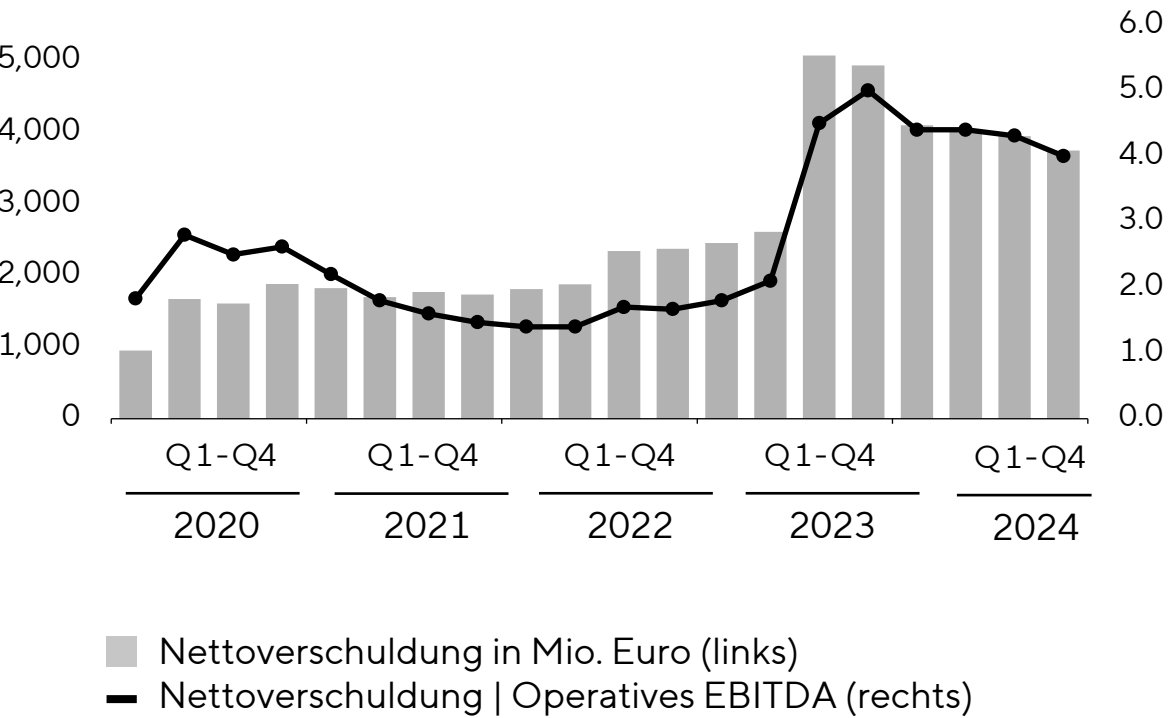
Solide Finanzkennzahlen, Verschuldungsgrad deutlich reduziert

Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2023	31.12.2024
Eigenkapitalquote in Prozent	28,3 ¹	38,6
Nettoverschuldung in Mio. Euro	4.932	3.746
Nettoverschuldung Operatives EBITDA	5,0 ²	4,0

1 Vorjahreszahlen auf Basis der finalen Kaufpreisallokation der Polyplus-Akquisition angepasst
2 Enthält das operative Pro-forma-EBITDA der in den letzten 12 Monaten abgeschlossenen Akquisitionen

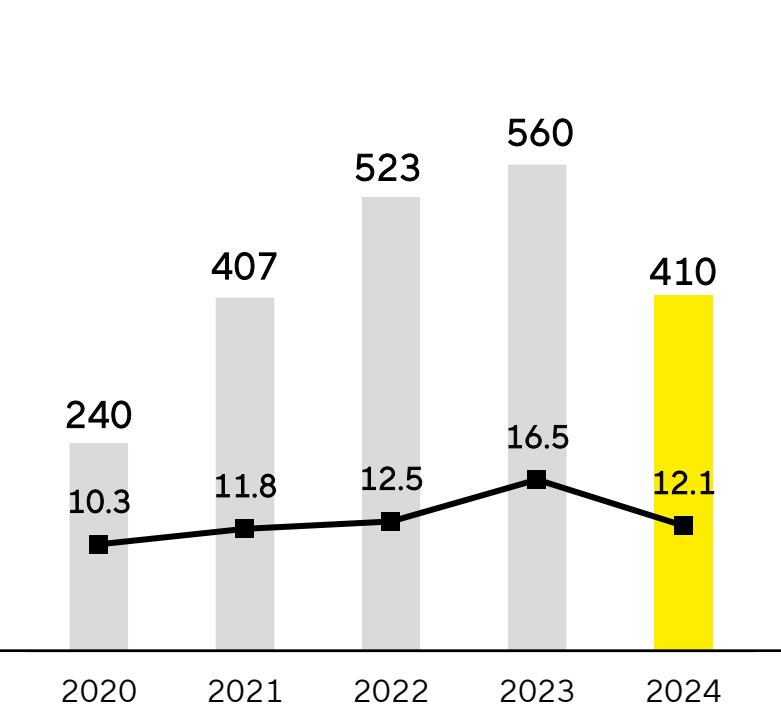
Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad



Erhebliche Investitionen in Technologien und organisches Wachstum

Entwicklung der Investitionen

Summe in Mio. €; Quote in %



2024 eröffnet Ausgewählte Projekte



Marlborough, USA
Innovationszentrum für Bioprozesse



Ann Arbor, USA
Kompetenzzentrum für Bioanalytik

Laufende Investitionen Ausgewählte Projekte



Göttingen, Deutschland
Filter



Freiburg, Deutschland
Zellkultur-Reagenzien



Songdo, Südkorea
Medien, Beutel, Filter



Aubagne, Frankreich
Beutel/Fluid-Management-Produkte

Neue Produkte und Technologiepartnerschaften für schnellere und nachhaltigere Wirkstoffentwicklung und -produktion von Biologika

Fluid Management
Mixer für kleine Volumina



Filtration
Zentrifuge für Prozessentwicklung



Neuartige Therapien
Zellkulturmedien



Partnerschaft
Plattform für kontinuierliche Bioprozesse



Bioanalytik
Träger für 3D-Zellkulturen



Partnerschaft
Zellmodelle für Organoid-Forschung

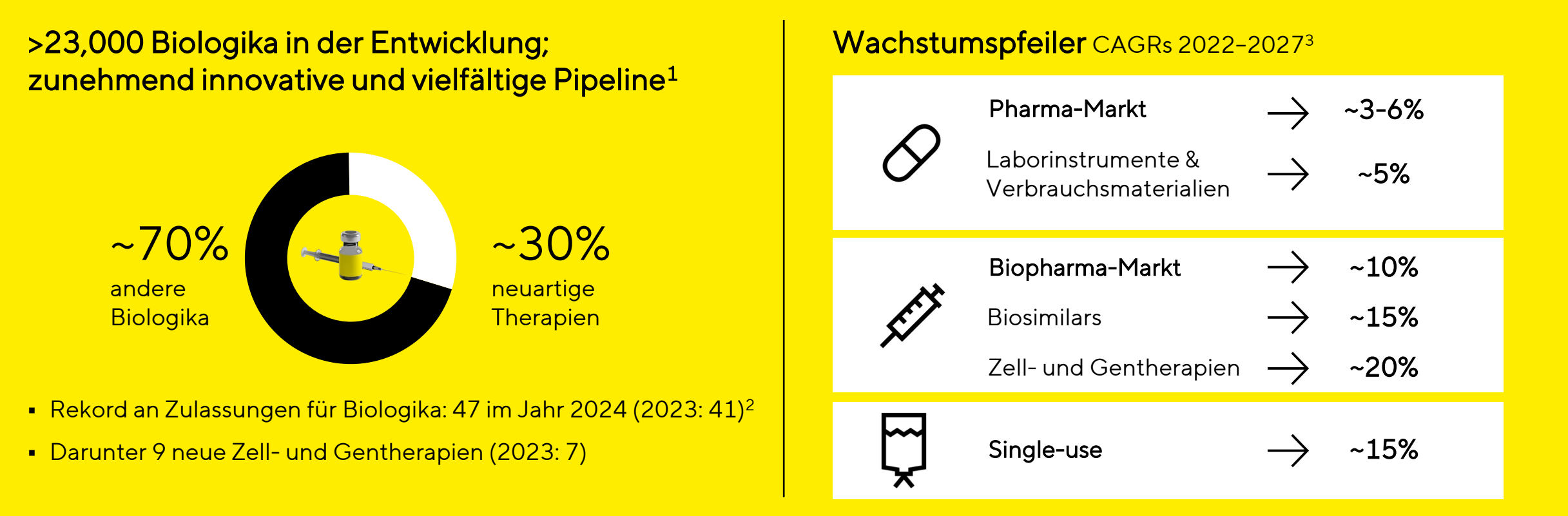


Premium-Laborwaagen
Neue Generation



Pipettenspitzen
Nachfüllsystem erhält ACT-Label

Fundamentale Wachstumstreiber intakt und wieder stärker im Vordergrund



1 Global Data 2024 2 Enthält CDER- und CBER-Zulassungen 3 Eigene Schätzung basierend auf EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023

Vorerst bewusst vorsichtiger Ausblick: Profitables Wachstum in beiden Sparten geplant

- Wachstum des Life-Science-Marktes erwartet – allerdings in 2025 noch unterhalb des langjährigen Durchschnitts
- Sartorius will in beiden Sparten weiterhin stärker wachsen als der Markt: moderates, profitables Umsatzwachstum ist das Ziel für 2025



Fragen und Diskussion

