

Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Dr. Joachim Kreuzburg

SARTORIUS



Hinweis

Diese Präsentation enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sie tatsächlich eintreten werden. Denn unsere Annahmen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Eine Aktualisierung der gemachten Aussagen ist nicht geplant.

2020 war ein intensives und zugleich sehr erfolgreiches Jahr

-
- Sartorius leistet wertvollen Beitrag zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie
 - Sehr deutliches profitables Wachstum über annähernd das gesamte Portfolio und in allen Regionen
 - Komplementäre Verstärkung des Portfolios beider Sparten durch Abschluss von insgesamt drei Akquisitionen
 - Sehr starker Ausblick für 2021; Erhöhung der Mittelfristziele 2025; umfangreiches Investitionsprogramm
-



Sartorius ist Teil der Lösung



Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit arbeiten an der Entwicklung und Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen und Medikamenten zur Covid-19-Behandlung



Viele von ihnen erhalten jeden Tag Lieferungen von Sartorius mit wichtigen Produkten und Technologien



Abläufe an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst

Sicheres Arbeitsumfeld

Schutzkonzepte u. Tests an allen Standorten



- Überschaubare Infektionszahlen
- Keine schweren Krankheitsverläufe
- Keine Übertragungen während der Arbeit

Veränderte Zusammenarbeit

Weniger Präsenz, mehr digitaler Austausch

Virtuelle Meetings

+160%

Reibungslose Umstellung

-70%

Geschäftsreisen

Dauerhaft ~1/3 weniger Dienstreisen erwartet

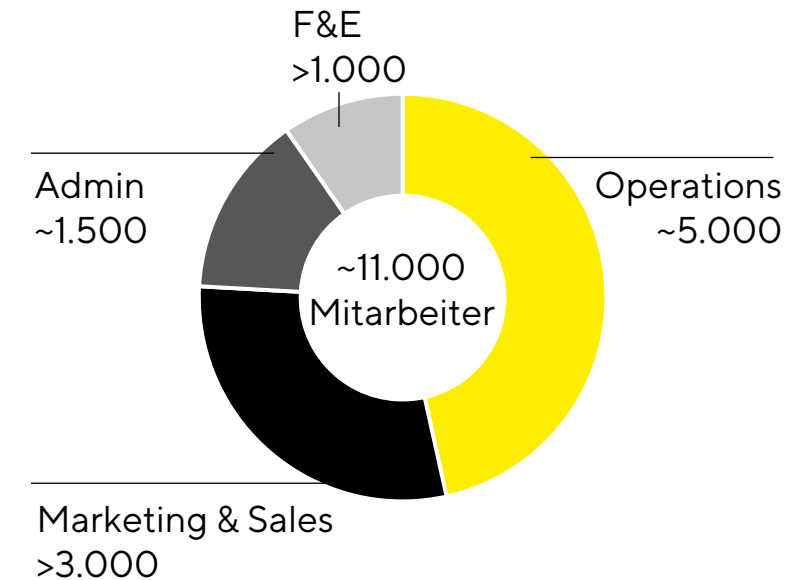
Onboardings

>2.500

Virtuelle Formate stoßen an Grenzen

Produktion läuft zum Großteil 24/7

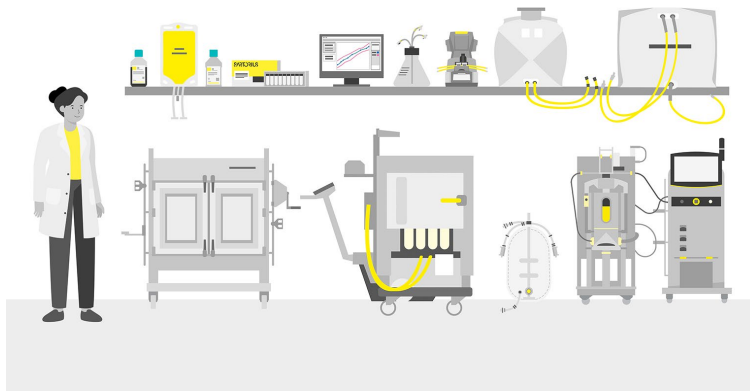
Home Office nicht immer eine Option



Pandemie als Katalysator: Kundenanforderungen werden sich ändern

Produkte teilweise hochkomplex

Beratung und Support unverzichtbar



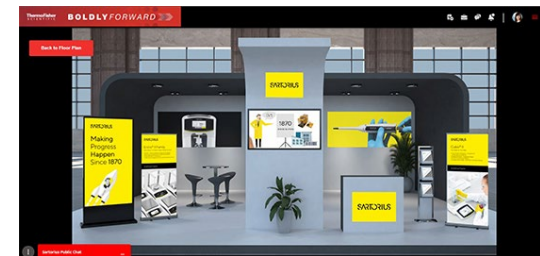
Veränderte Kundenerwartungen

Anforderungen an Vertrieb und Service

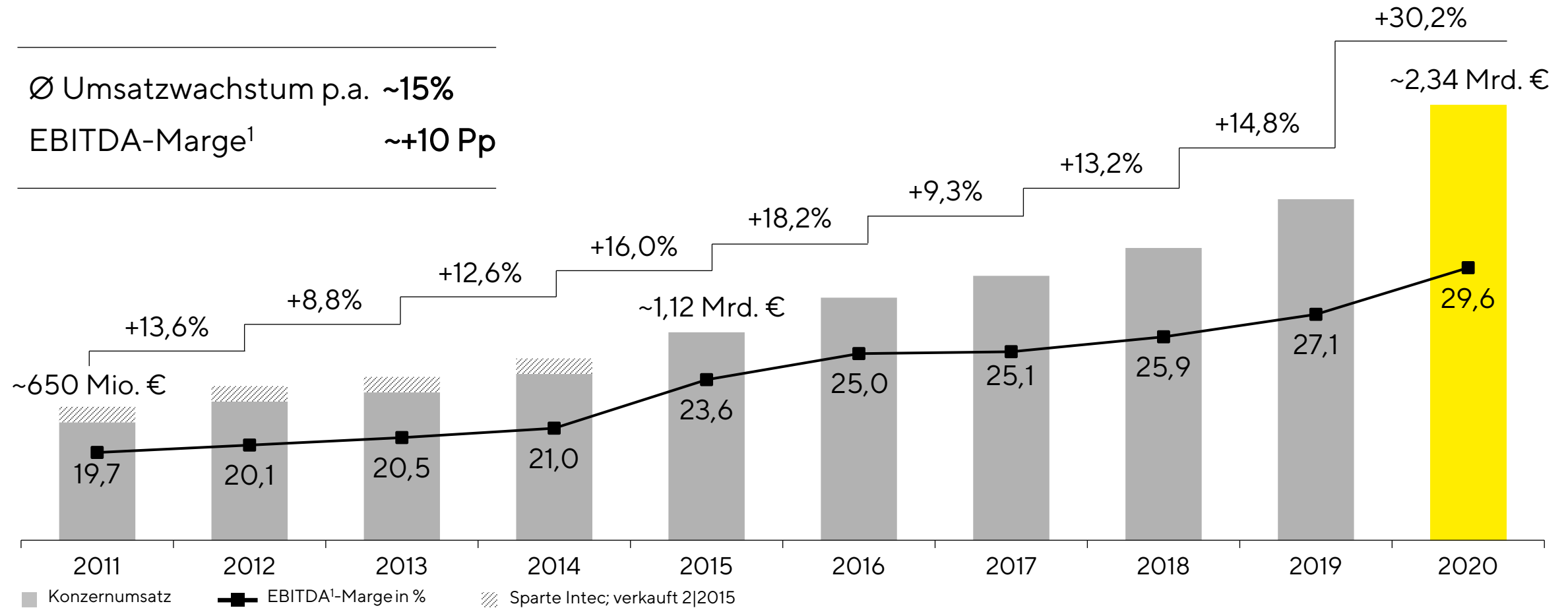
- Reibungslose Verzahnung des direkten und digitalen Vertriebs
- Digitale Beschaffungsprozesse weitgehend etabliert
- Auch hohe Investitionen werden digital verarbeitet
- Keine Rückkehr zu Pre-Covid-19-Interaktionsmodell zu erwarten

Implementierung neuer Ansätze

Digitale Interaktion und Trainings



Mittelfristzielsetzung 2020 übertroffen

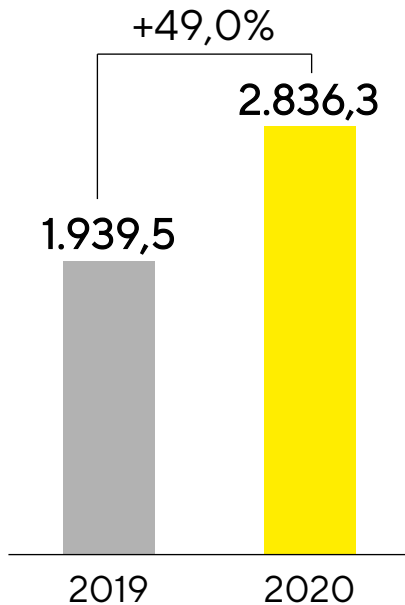


Umsatzwachstum und durchschnittlicher Zuwachs p.a. 2011 bis 2020 bei fortgeführten Aktivitäten, währungsbereinigt; 1 um Sondereffekte bereinigt

Außerordentlich dynamisches Wachstum, über den Erwartungen

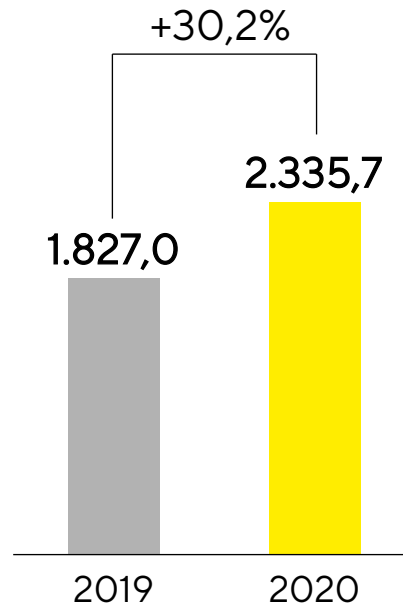
Auftragseingang¹

in Mio. €



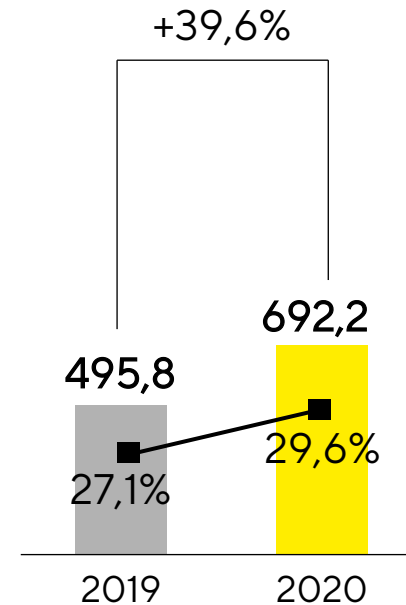
Umsatz¹

in Mio. €



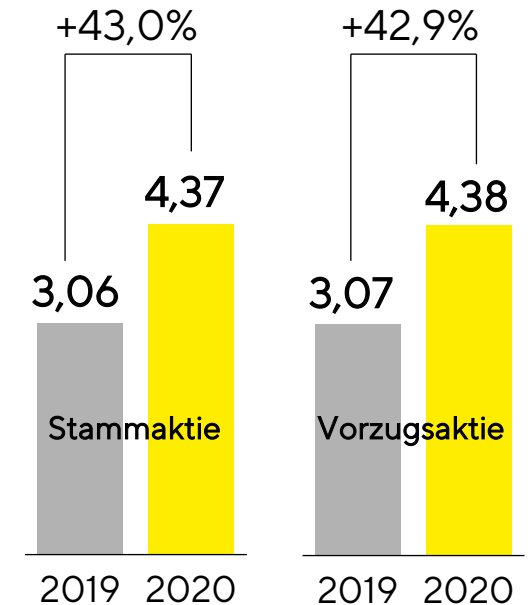
EBITDA & Marge²

in Mio. €



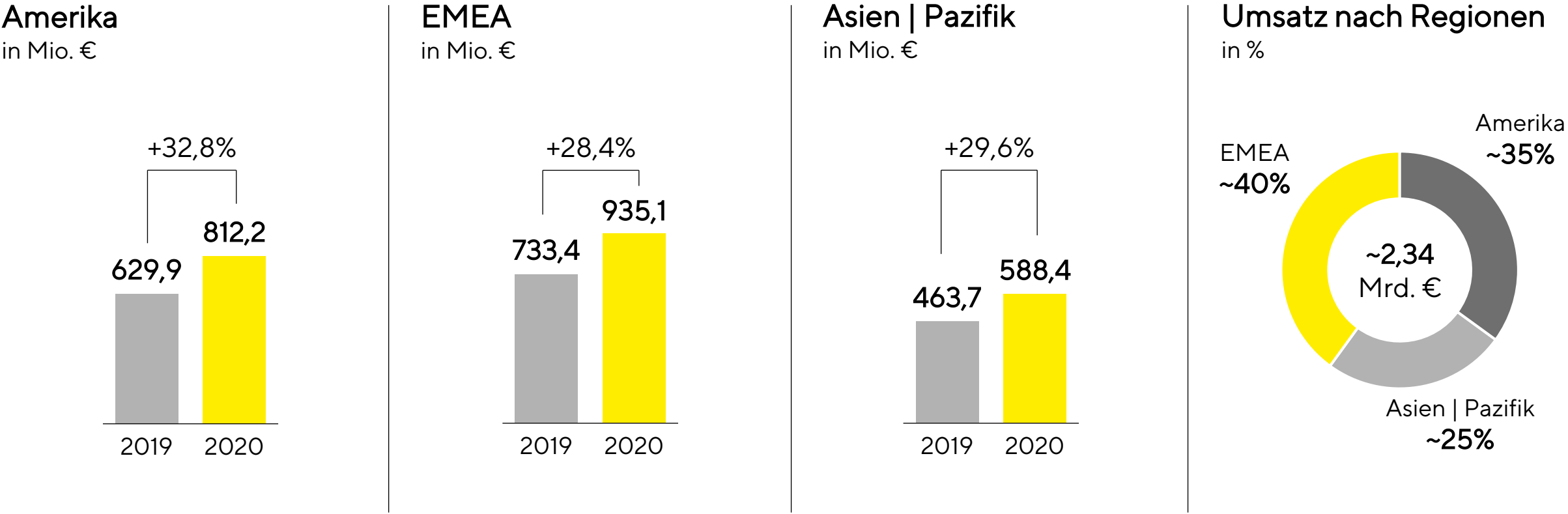
Ergebnis je Aktie³

in €



¹ Wachstumsrate für Auftragseingang und Umsatz wechselkursbereinigt; ² Operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte; ³ Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

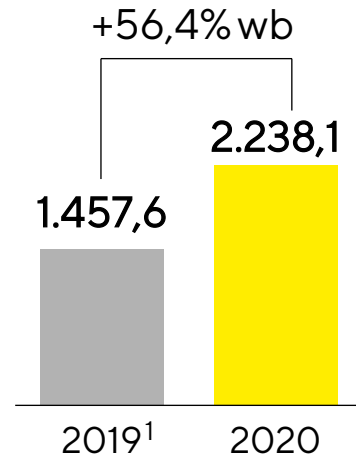
Zweistelliges Wachstum in allen Regionen



BPS: Starke Nachfrage in allen Produktkategorien und Regionen

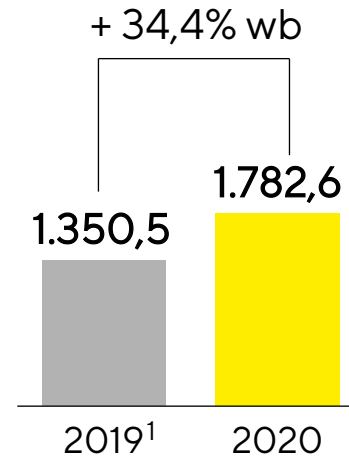
Auftragseingang

in Mio. €



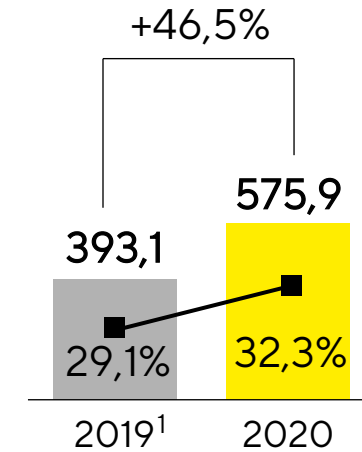
Umsatz

in Mio. €



Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



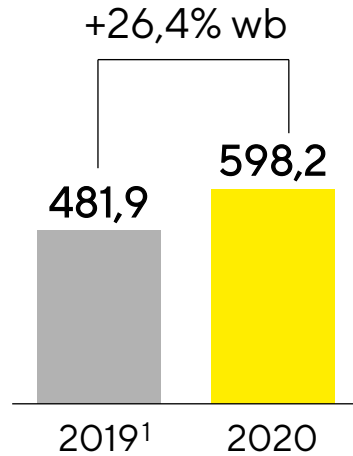
- Hohes Wachstum im „Basisgeschäft“
- Umsatzwachstum: Pandemieeffekte etwa +12 Pp; Akquisitionseffekte knapp +5 Pp
- Operative EBITDA-Marge: Anstieg wegen Skaleneffekten und in einigen Bereichen geringeren Kosten infolge der Pandemie

¹Für 2019 berichtete Zahlen: Auftragseingang 1.479,3 Mio. €, Umsatz 1.372,1 Mio. €, operatives EBITDA 406,8 Mio. €

LPS: Nachholeffekte nach herausforderndem ersten Halbjahr

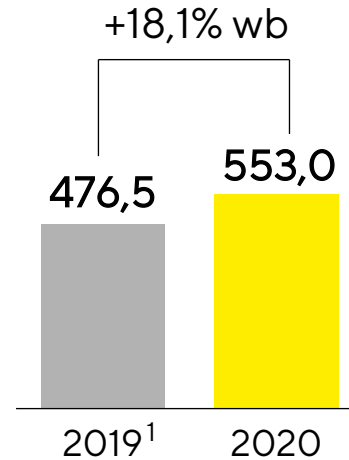
Auftragseingang

in Mio. €



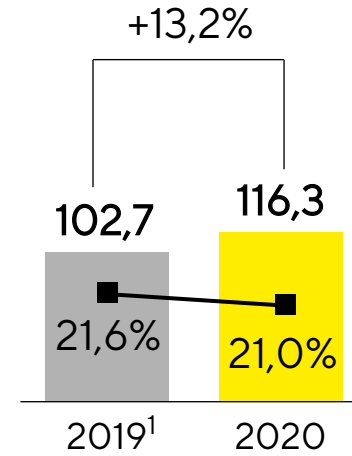
Umsatz

in Mio. €



Operatives EBITDA und -Marge

in Mio. €



- Hohe Nachfrage nach Produkten für Coronavirus-Testverfahren (Membrane, Pipettenspitzen)
- Effekt der Akquisition: rund +15 Pp des Umsatzwachstums; Nettoeffekt aus Pandemie: etwa -1 Pp
- Operative EBITDA-Marge leicht rückläufig wegen geringerer Kapazitätsauslastung in H1 infolge der Pandemie

¹ Für 2019 berichtete Zahlen: Auftragseingang 460,3 Mio. €, Umsatz 454,9 Mio. €, operatives EBITDA 89,0 Mio. €

Jüngste Akquisitionen stärken beide Sparten

Bioanalytik

Innovative Geräte zur markierungsfreien Echtzeitanalyse von Biomolekülen, integriert in die Sparte Lab Products & Services

+

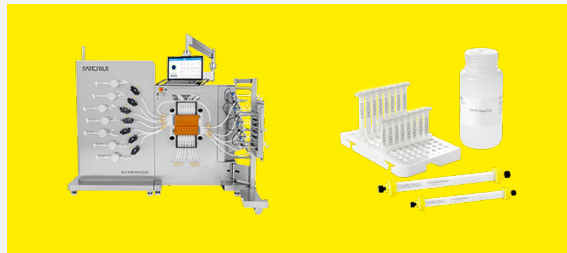


Ausgewählte Geschäfte von
Danaher Life Science (Apr. 2020)

Downstream-Processing

Deutliche Erweiterung des Portfolios von Chromatographie-Lösungen für die Aufreinigung von Biopharmazeutika

+



Ausgewählte Geschäfte von
Danaher Life Science (Apr. 2020)

Tools für Gen- und Zelltherapien

Marktführende Produkte für die Analyse und Aufreinigung von großen Biomolekülen wie Viren, Plasmiden und mRNA

+



WaterSep
BioSeparations
(Dez. 2020)

+



BIA Separations
(Nov. 2020)

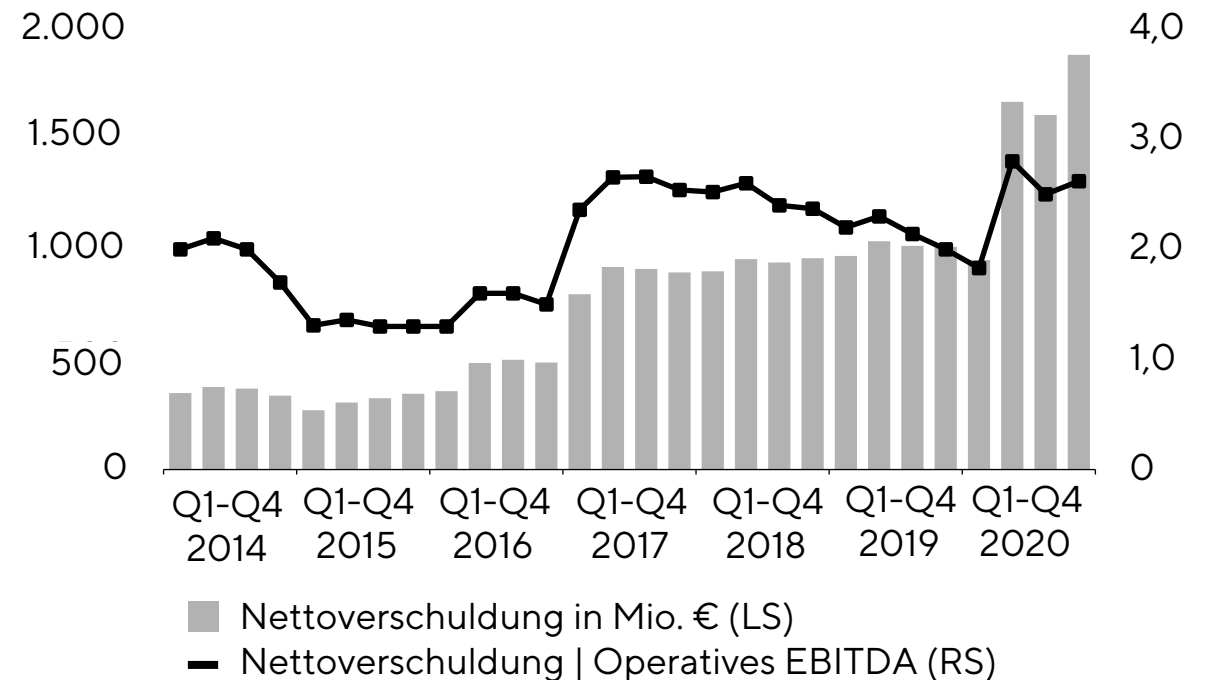
Finanzielle Kennzahlen weiterhin auf sehr solidem Level

Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapitalquote in %	38,1	29,9
Nettoverschuldung in Mio. €	1.014	1.884
Nettoverschuldung Operatives EBITDA ¹	2,0	2,6

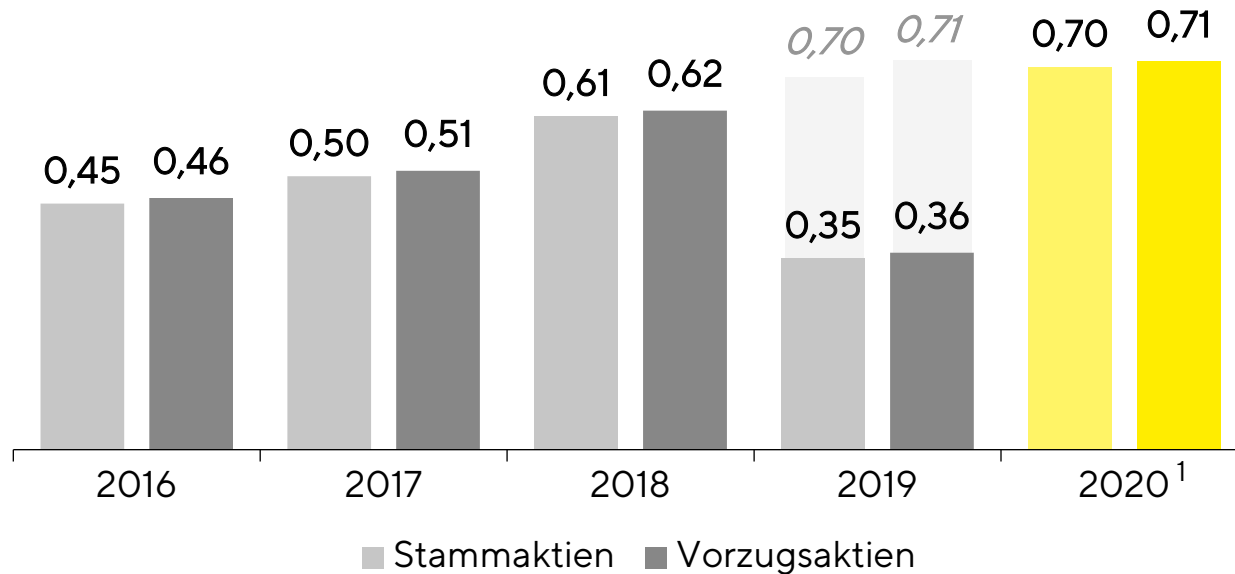
¹ Enthält operatives pro forma EBITDA der in 2020 abgeschlossenen Akquisitionen

Nettoverschuldung und Dynamischer Verschuldungsgrad¹



Dividende soll wieder deutlich steigen

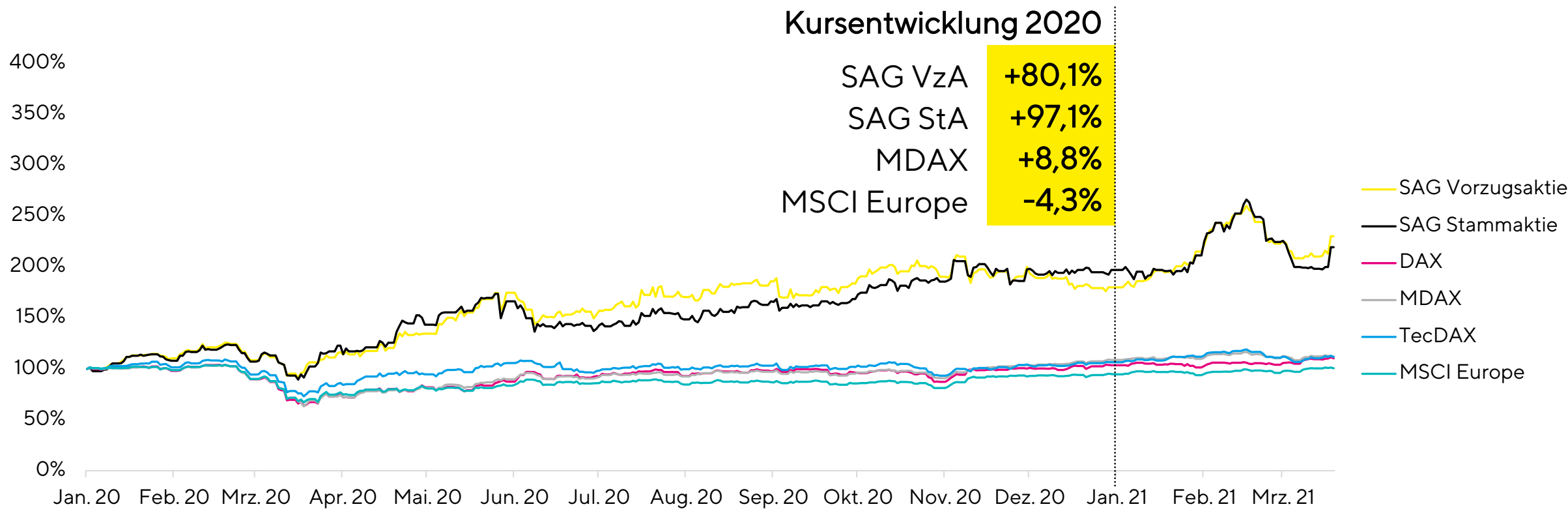
Dividenden in €



- Ausschüttungssumme läge bei 48,2 Mio. €, Ausschüttungsquote² bei 16,1%
- Zur Erinnerung: Dividende für 2019 aufgrund der Pandemie angepasst

¹ Vorschlag an die Hauptversammlung; ² Bezogen auf den maßgeblichen Konzernnettogewinn

Sartorius-Aktien entwickelten sich erneut überdurchschnittlich

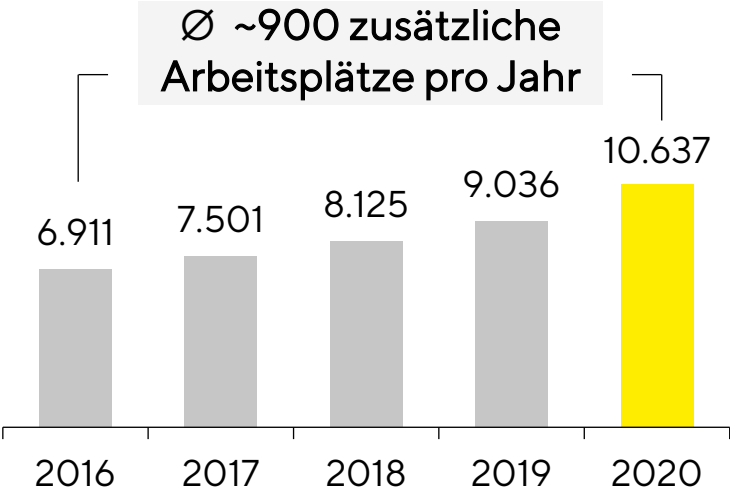


Stand: 25.03.2021; Kurse der jeweiligen Hauptbörse; Quelle: Nasdaq

Zahl der Mitarbeiter steigt auf über 10.600

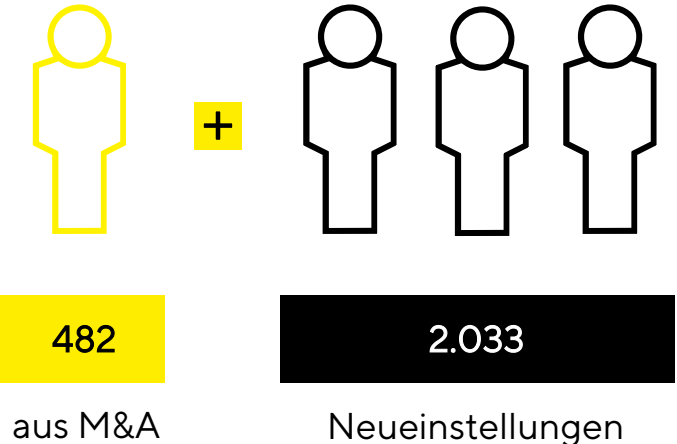
Schaffung von Arbeitsplätzen

Gesamtzahl der Mitarbeiter



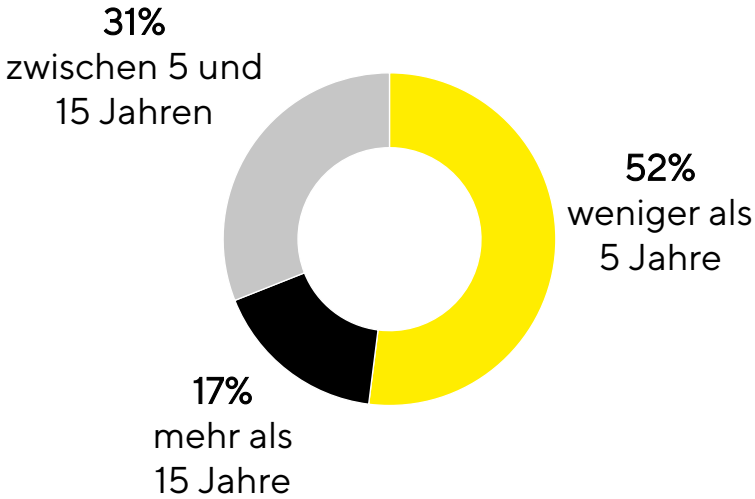
Schwerpunkt: Mitarbeiterintegration

Über 2.500 neue Mitarbeiter



Mix aus Erfahrung & neuen Impulsen

Betriebszugehörigkeit

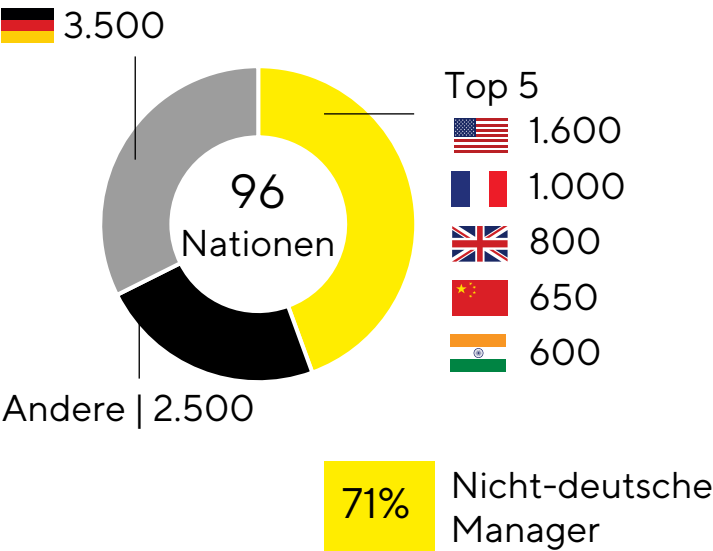


Stichtag 31.12.2020

Sartorius wird internationaler, jünger und weiblicher

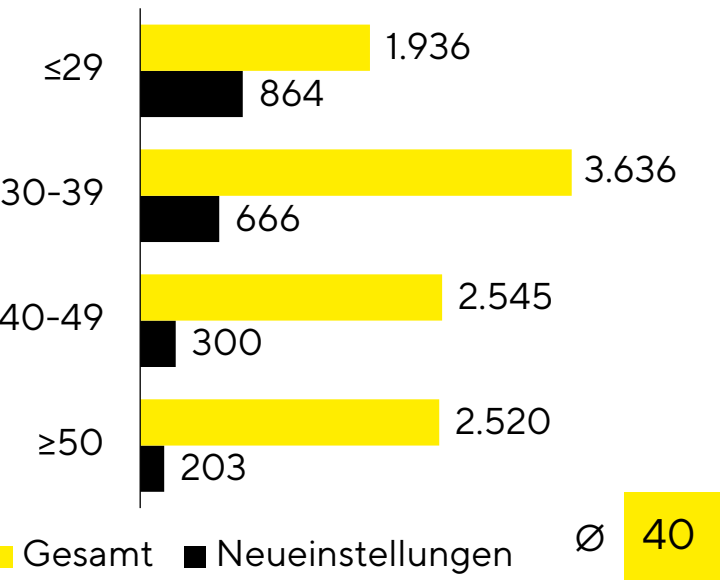
Internationale Belegschaft

Mitarbeiter nach Nationalität



Viele Mitarbeiter unter 40 Jahren

Belegschaft nach Altersgruppe



Frauenanteil soll weiter steigen

Relativ hoher Anteil von Frauen in der oberen Führungsebene

Anteil Gesamtbelegschaft



Anteil 1. Ebene unter Vorstand



Frauen Männer

Stichtag 31.12.2020; Zahlen teilweise gerundet

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Unternehmenszwecks



Gesundheit und Wohlergehen
im Zentrum der Geschäfts-
tätigkeit von Sartorius

**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT** **GOALS**



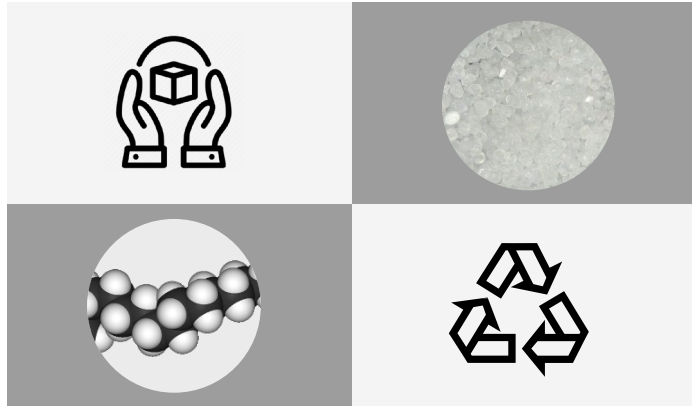
Unsere Mission

Wir helfen Forschern und Ingenieuren, einfacher und schneller Fortschritte in den Life Science und der Bioprozesstechnik zu erreichen. Damit ermöglichen wir die Entwicklung neuer und besserer Therapien sowie bezahlbarer Medizin.

Weitere Nachhaltigkeitsinitiativen bei Sartorius

Produktverantwortung

Unsere Produkte erhöhen Sicherheit und Effizienz in der Medikamentenherstellung



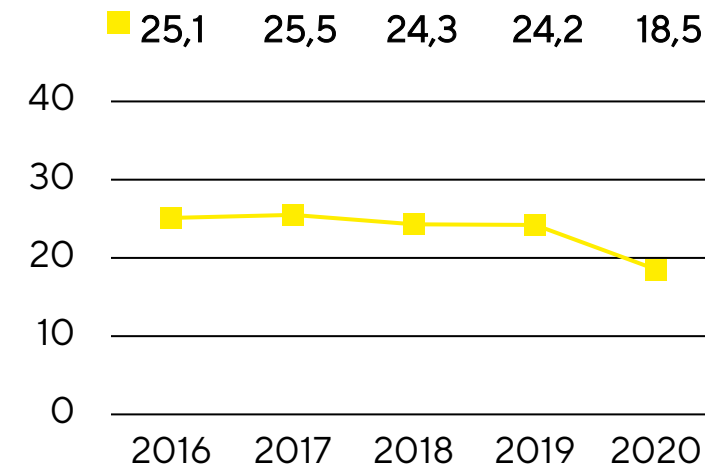
- Einsatz von Neuplastik reduzieren
- Verbesserung von Recyclingoptionen

Klimaschutz

Signifikante Verbesserung der Emissionen

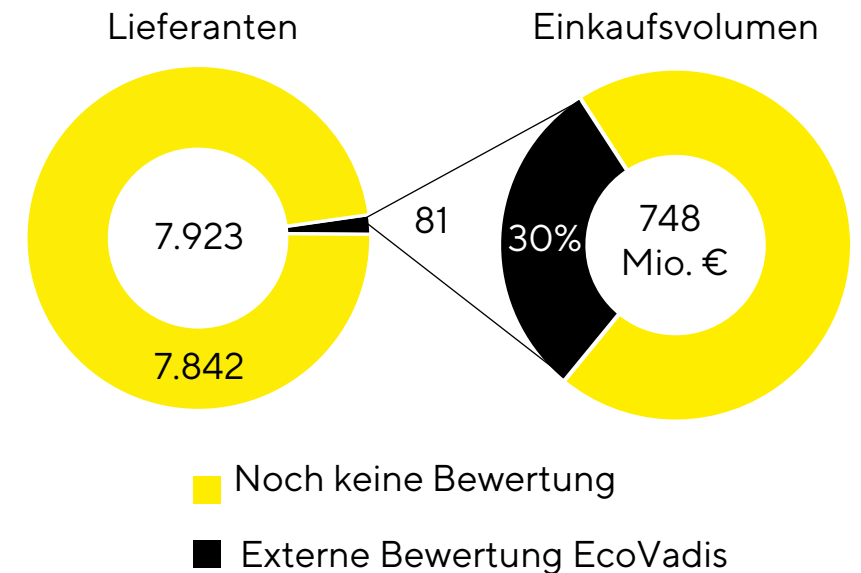
Entwicklung Treibhausgasemissionen¹

umsatzbezogen, in t | Mio. €



Lieferkette

Bereits ~30% des Einkaufsvolumens² extern analysiert



¹ Die Emissionen der unterjährig akquirierten Produktionsstandorte sind nicht enthalten ² basierend auf Zahlen des Jahres 2019

Umfassende Dokumentation unserer Nachhaltigkeitsanstrengungen

Sartorius Konzern

Nachhaltigkeitsbericht 2020

SARTORIUS

Simplifying Progress



- Erstmalige Publikation eines separaten Nachhaltigkeitsberichts
- Anwendung der Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI)
- Jährliches Erscheinen zusätzlich zum Geschäftsbericht



Download unter:
www.sartorius.de/Nachhaltigkeit

Ausblick für 2021 angehoben, Unsicherheiten bleiben höher als üblich

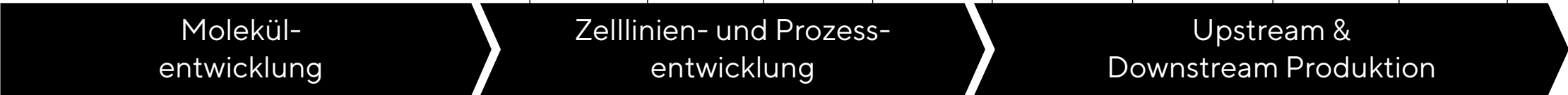
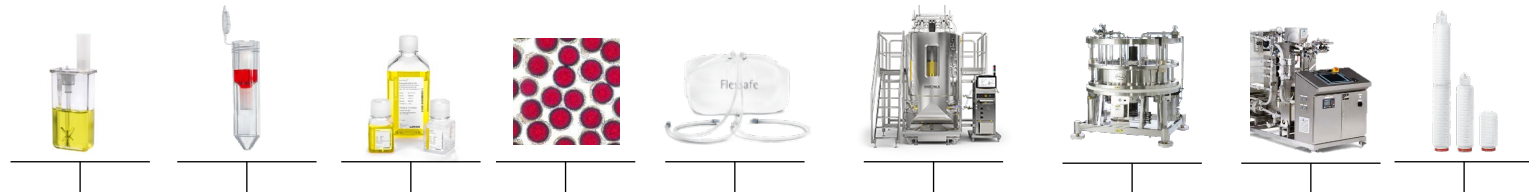
	Umsatzwachstum ¹	Operative EBITDA-Marge ¹
Sartorius Konzern	~35%	~32%
davon Akquisitionen Corona-Nachfrage	~5,5 Pp ~15 Pp	
Bioprocess Solutions	~40%	~34%
davon Akquisitionen Corona-Nachfrage	~6 Pp ~18 Pp	
Lab Products & Services	~20%	~24%
davon Akquisitionen Corona-Nachfrage	~5 Pp ~5 Pp	

- Investitionsquote ~14% (FY 2020: 10,3%)
- Dynamischer Verschuldungsgrad: ca. 2,0 (2020: 2,6)

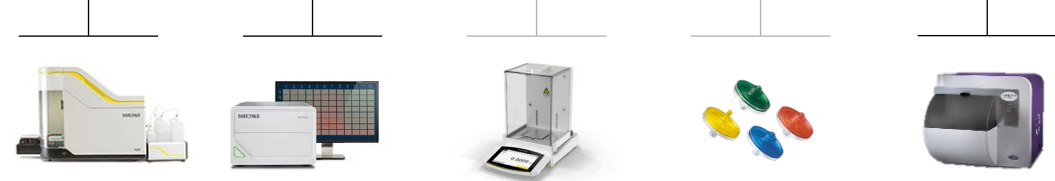
¹ wechsellkursbereinigt

Konsequenter strategischer Fokus auf Life Science und Biopharma

Sparte Bioprocess Solutions (BPS)



Qualitätskontrolle & Tests



Sparte Lab Products & Services (LPS)

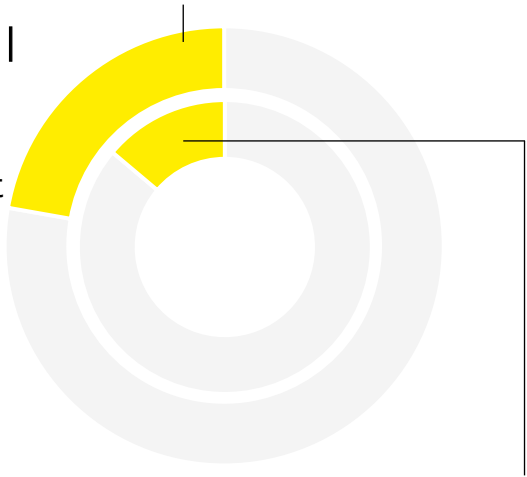
Starke Makrotrends in den Zielmärkten

Bevölkerung wächst und altert

9 Milliarden Menschen bis 2050

Weltbevölkerung 2050

~ 9 Mrd |
> 2 Mrd.
Über 60
Jahre alt

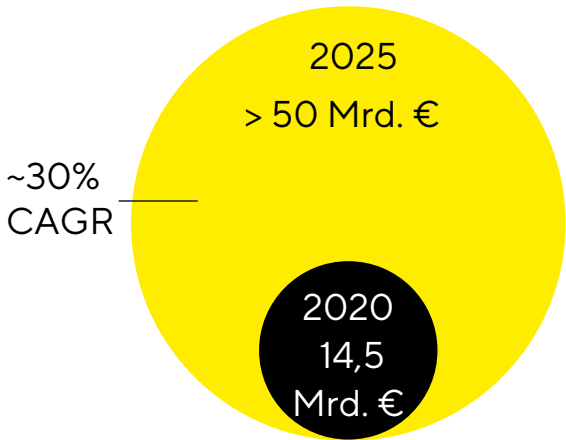


Weltbevölkerung 2020

7,8 Mrd | 1 Mrd Über 60 Jahre alt

Biosimilars-Markt expandiert

~30% Umsatzwachstum p.a., 2019-2025¹



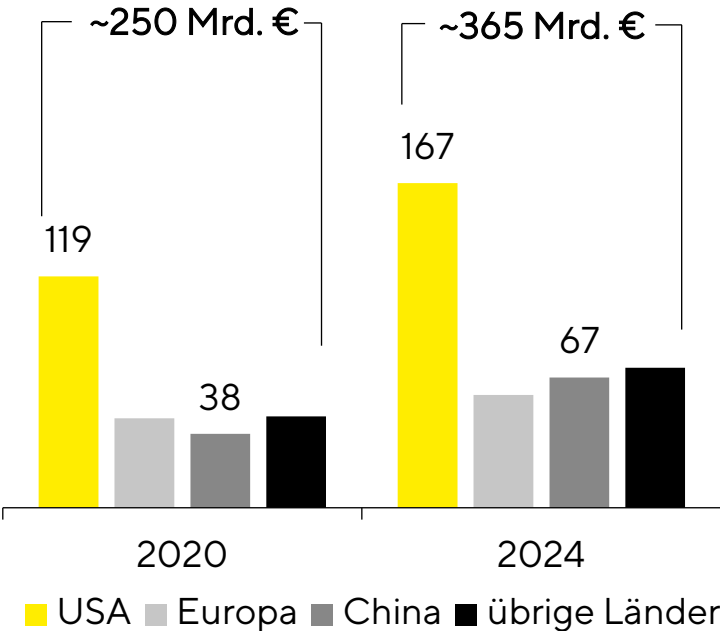
2025
> 50 Mrd. €

2020
14,5
Mrd. €

~30%
CAGR

USA führend, China wächst stark

Biopharmamarkt nach Regionen



Beschleunigte Innovationsdynamik der Branche

Etablierte Biopharmazeutika

Proteine, Peptide

Nächste Generation

Virusbasierte Verfahren, Advanced Therapies



Zunehmende Digitalisierung in der Wertschöpfungskette

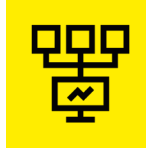


Bioanalytik

Moleküleentwicklung

Digitale Echtzeit-Analyse komplexer Daten bei der Wirkstoffforschung

- Biolayer-Interferometrie-Technik für markierungsfreie Analyse
- Hochdurchsatz-Analyse-Plattform für Suspensionszellen
- Inkubatoren für Echtzeit-Bildgebung und Zellanalyse



Bioprozessdaten

Wirkstoffproduktion

Datenmanagement und -analyse, Prozessoptimierung und -automatisierung

- Führende Software für Prozessdaten
- Verbesserte Prozesskontrolle und -robustheit
- Tieferes Prozessverständnis für komplexe Datensätze



Künstliche Intelligenz

Querschnittsthema

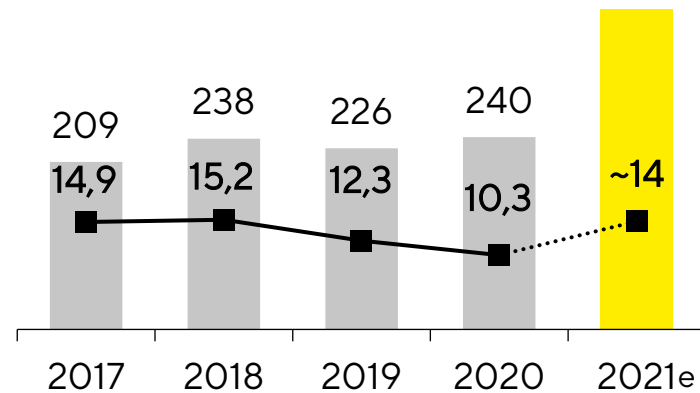
Data Analytics und Künstliche Intelligenz (KI) für Life Science-Anwendungen

- Lernende Systeme für Life Science-Anwendungen
- Seit 2020 Gesellschafter des DFKI
- Ausbau des gemeinsamen Sartorius-AI-Lab (SAIL)

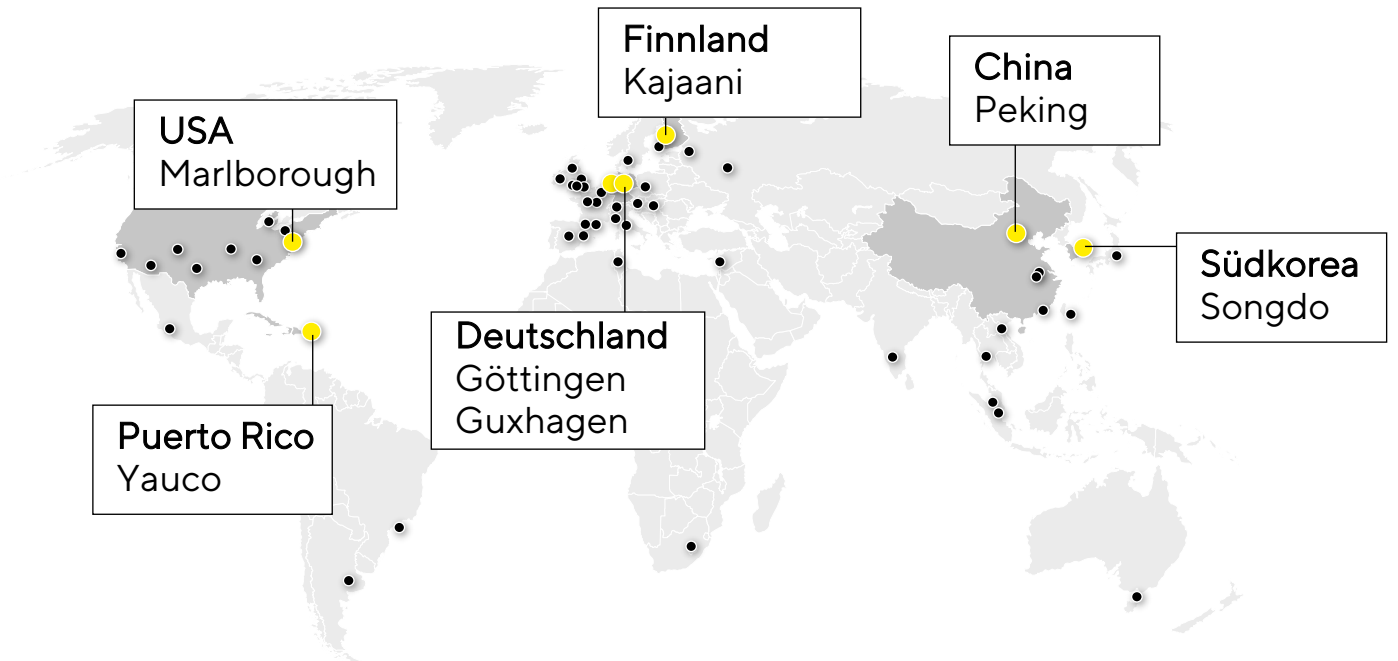
Umfangreiches Programm zum Ausbau der Produktionskapazitäten

Investitionen vorgezogen und beschleunigt

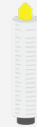
Summe in Mio. €; Quote in %



- Produktion während der Pandemie stabil
- Lieferketten teilweise angespannt
- Hohe Zusatznachfrage insbes. von Impfstoffherstellern



Separation



Fluid Management



Instruments & Systems



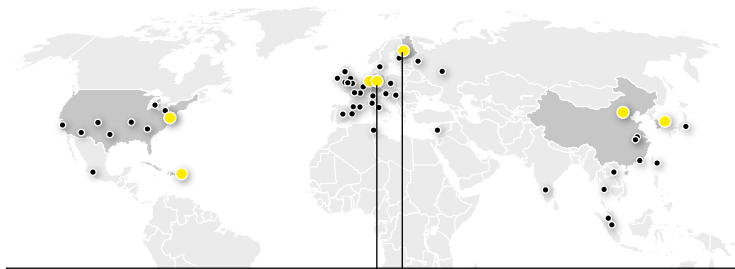
Cell Culture Media



Customer Interaction



Hohe Investitionen in Europa, Schwerpunkt Deutschland



Deutschland | Göttingen, Guxhagen

Finnland | Kajaani

Kapazitäten werden erhöht



Separation



Instruments
& Systems



Lab Products

Deutschland | Göttingen

Membrankapazitäten

- Neues Gebäude für Ziehmaschinen
- Erste Maschinen Ende 2022 verfügbar

Forschung & Entwicklung

- Zusätzliche Labore
- Fertigstellung geplant für Q3 2022



Deutschland | Guxhagen

Kapazitäten für Bioprozessanlagen;
verfügbar bis Ende 2021

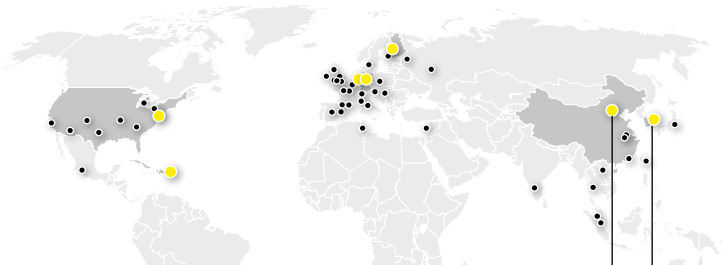
Werksabnahmen, geplant 2022/23

Finnland | Kajaani

Neue Fertigungszellen für Pipettenspitzen
Gebäudeerweiterung um mehr als 1.000m²



Deutliche Erweiterung wichtiger asiatischer Standorte



China und Südkorea

Kapazitäten werden geschaffen
in ausgewählten Bereichen



Separation



Fluid
Management



Cell Culture
Media

China | Peking

Zusätzliche Produktionskapazitäten

- ~3.000m² Reinraum für Einwegprodukte
- Fertigstellung geplant für H2 2021

Werksabnahmen

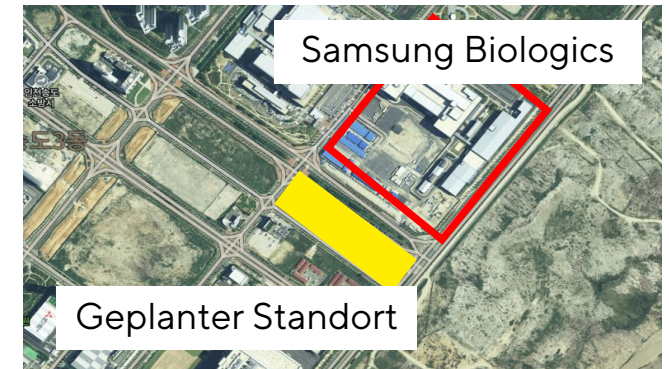
- ~700m² Fläche, geplant für Q1 2021



Südkorea | Songdo

Neuer Standort

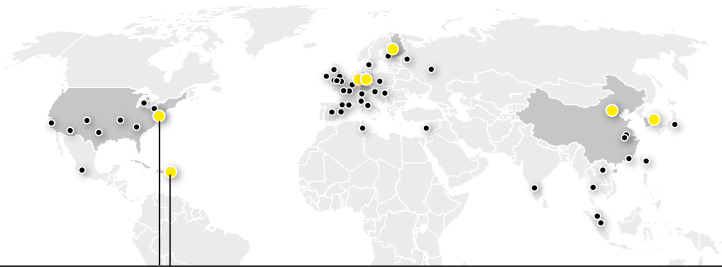
- ~25.000m² für Zellkulturmedien, Montage, Labore, Applikationszentrum
- Nähe zu Samsung Biologics
- Baubeginn in 2021
- Inbetriebnahme vsl. In 2023



Samsung Biologics

Geplanter Standort

Erweiterung und Verbreiterung der Produktion in Nordamerika



Puerto Rico und USA

Kapazitäten werden erhöht
in ausgewählten Bereichen



Cell Culture
Media



Fluid
Management



Customer
Interaction

Puerto Rico | Yauco

Aufbau einer Zellkulturmedienproduktion

- Start der Produktion für 2022 geplant

Zusätzliche Reinnräume

- Fluid Management, Separationstechnik



USA | Marlborough

Neubau für Werksabnahmen

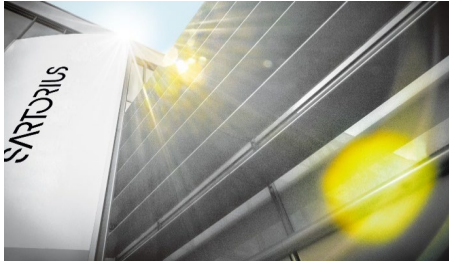
- Neuer Standort mit ~4.000m²
- Fertigstellung Ende 2020



Mittelfristige Ziele bis 2025 deutlich erhöht

- Wachstumsstrategie

 - Weiterhin starkes organisches Wachstum angestrebt, zusätzlich komplementäre Akquisitionen
 - Überdurchschnittliches Wachstum in Amerika und Asien
 - Ø >1.000 neue Arbeitsplätze p.a.

	BPS	LPS	Sartorius Konzern
Umsatz	~3,8 Mrd. €	~1,2 Mrd. €	5 Mrd. €
EBITDA Marge	~34%	~25%	~32%
			

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

Vielen Dank für Ihre Teilnahme

SARTORIUS