

Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Dr. Joachim Kreuzburg



Hinweis

Diese Präsentation enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte dieser Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen.

Eine Aktualisierung der gemachten Aussagen ist nicht geplant.

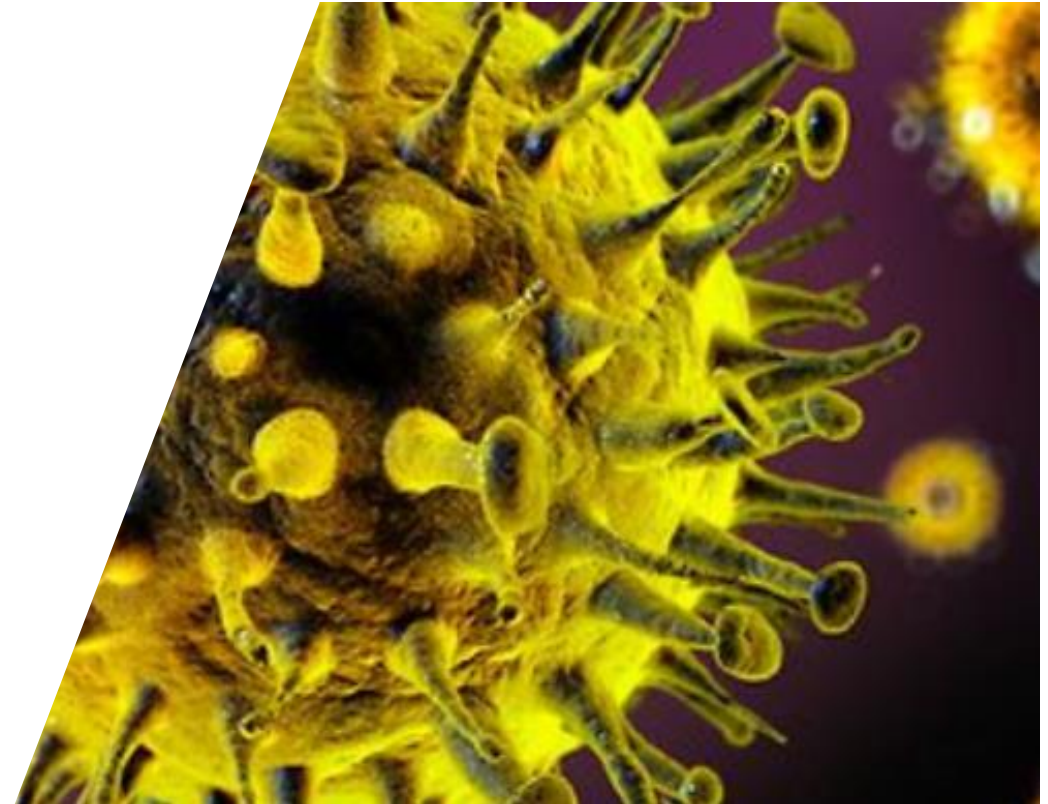
Wir haben die ersten Phasen der Pandemie erfolgreich gemeistert

Unsere Prioritäten

1. Gesundheit zuerst: Verantwortung für über 9.000 Mitarbeiter
2. Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit für unsere Kunden
3. Absicherung der finanziellen Stabilität und Stärke

Weitere Herausforderungen

- Risiken einer zweiten Infektionswelle, globale Rezession, Anpassung an langfristige Veränderungen
- Integration der akquirierten Geschäfte ohne Präsenz vor Ort



Unsere Produkte werden umfangreich eingesetzt bei der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen



180+ Unternehmen, die Corona-Impfstoffe entwickeln



Die Mehrzahl arbeitet mit Sartorius-Produkten



Danke an unsere Kunden für ihr Vertrauen und an alle Mitarbeiter und Zulieferer, dass sie unser Geschäft am Laufen halten!



2019 war ein weiteres Jahr deutlichen profitablen Wachstums

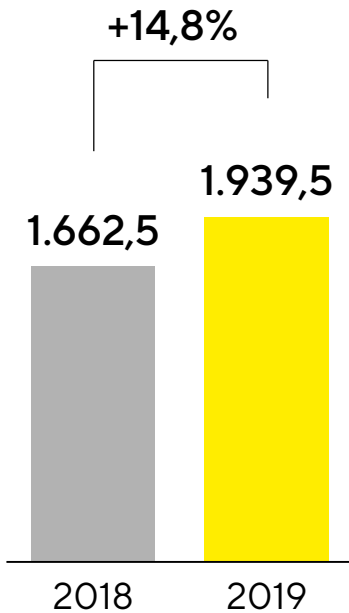
- Zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn – angehobene Prognose erreicht bzw. übertroffen
- Zwei für beide Sparten strategisch wichtige Akquisitionen
- Position als international führender Technologiepartner der Biopharmaindustrie ausgebaut



Dynamisches Umsatzwachstum; weitere Margensteigerung

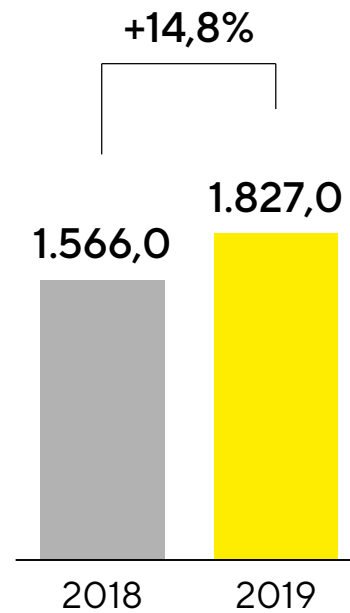
Auftragseingang¹

in Mio. €



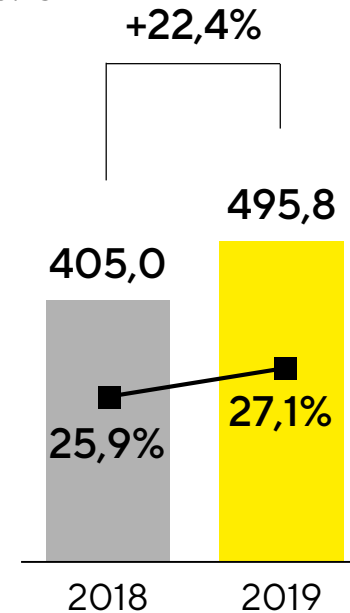
Umsatz¹

in Mio. €



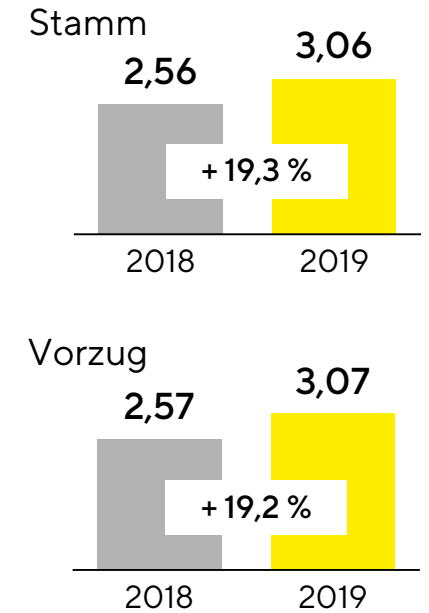
Underlying EBITDA² und -Marge

in Mio. €



Ergebnis je Aktie³

in €



¹ Wachstumsrate für Auftragseingang und Umsatz wechselkursbereinigt; ² Bereinigt um Sondereffekte; ³ Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis einschließlich entsprechender Steueranteile

Starke Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions; Lab Products & Services mit gutem Trend

	Bioprocess Solutions	Lab Products & Services
Umsatz	1.350,5 Mio. € +16,2%	476,5 Mio. € +11,0%
Auftragseingang	1.457,6 Mio. € +16,2%	481,9 Mio. € +10,8%
Und. EBITDA-Marge ¹	29,1% +0,5 Pp	21,6% +3,1 Pp

Zahlenangaben der Sparten wegen der veränderten Zuordnung zweier kleiner Produktsegmente angepasst; Wachstumsrate für Auftragseingang und Umsatz wechselkursbereinigt; 1 Bereinigt um Sondereffekte

Alle Regionen sind zweistellig gewachsen

Umsatz

Amerika

629,9 Mio. € | +17,4%

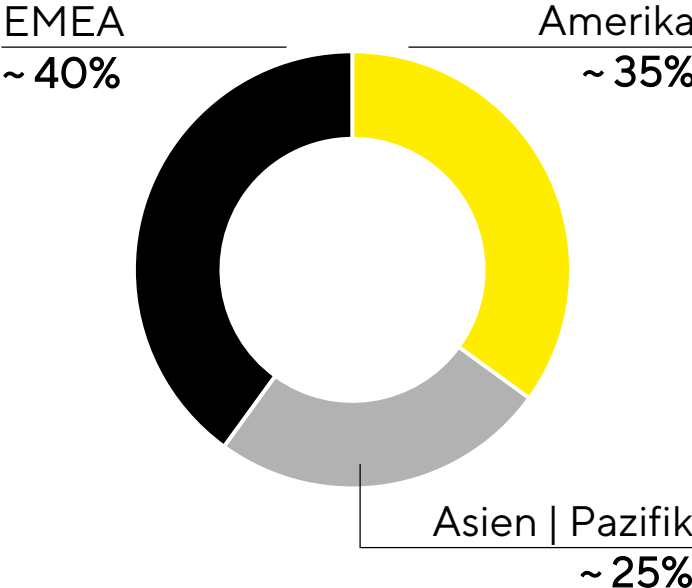
EMEA

733,4 Mio. € | +11,2%

Asien|Pazifik

463,7 Mio. € | +17,4%

Umsatzanteil nach Regionen



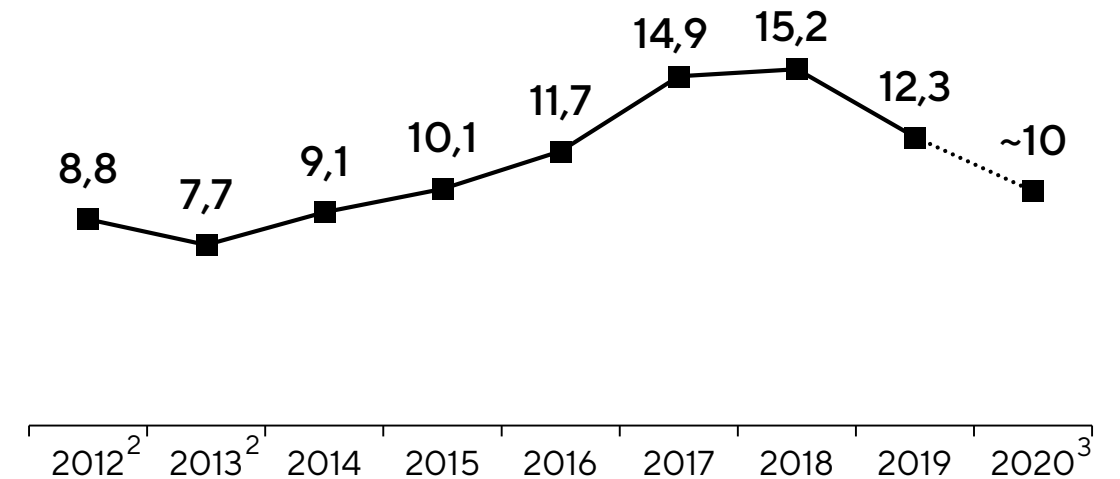
Nach Standort der Kunden; Wachstum in konstanten Währungen

Sehr robuste finanzielle Kennzahlen

Bilanz- und Finanzindikatoren

Sartorius Konzern	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapitalquote in %	38,5	38,0
Nettoverschuldung in Mio. €	959,5	1.011,3
Nettoverschuldung underlying EBITDA	2,4	2,0

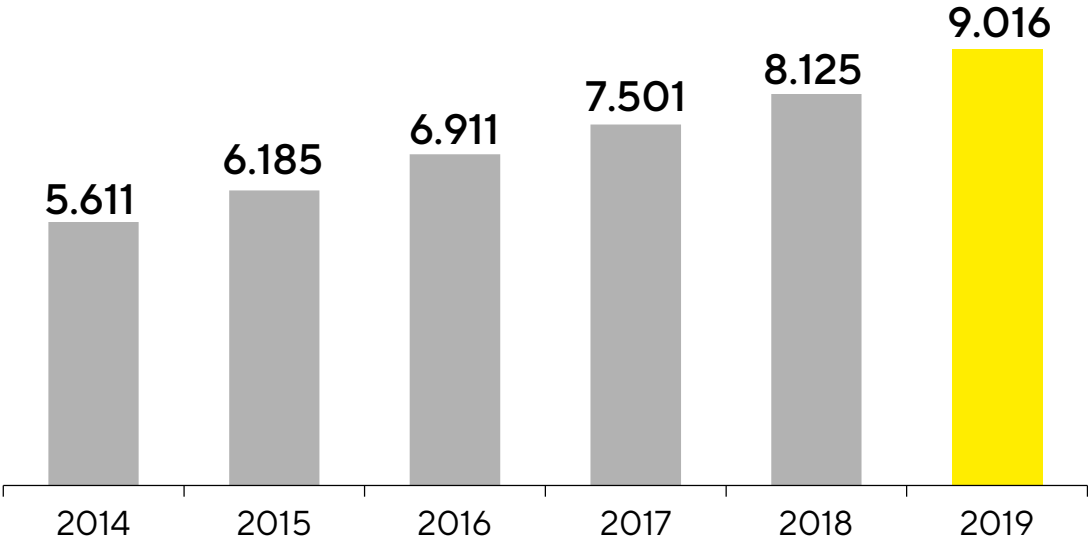
Investitionsquote¹ in %



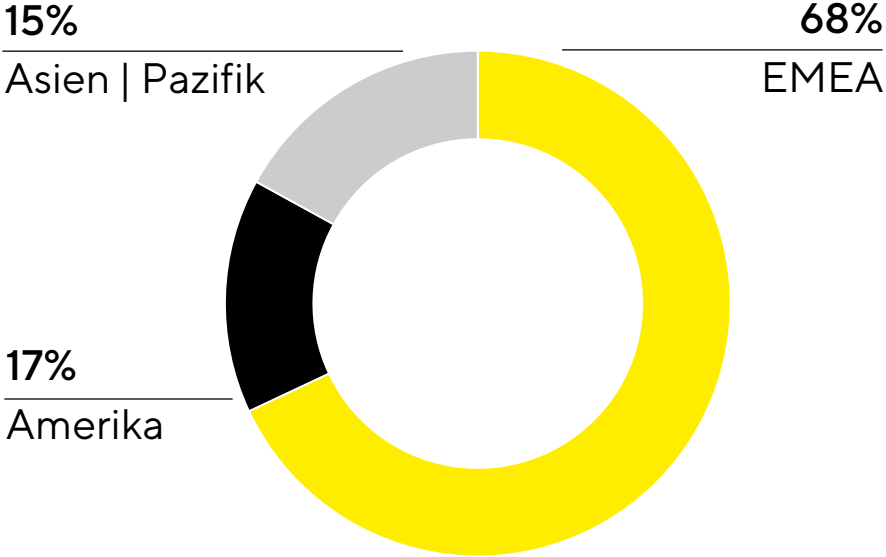
1 Seit 2019 basiert die Berechnung der Investitionsausgaben auf dem Cashflow; 2 Einschließlich nicht-fortgeführter Aktivitäten; 3 Basierend auf Prognose 2020

Rund 900 neue Arbeitsplätze weltweit

Anzahl der Mitarbeiter im Konzern

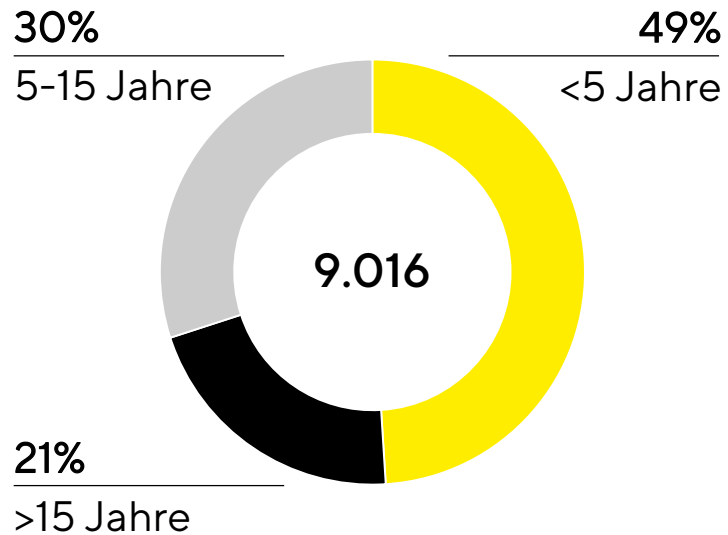


Mitarbeiter nach Regionen

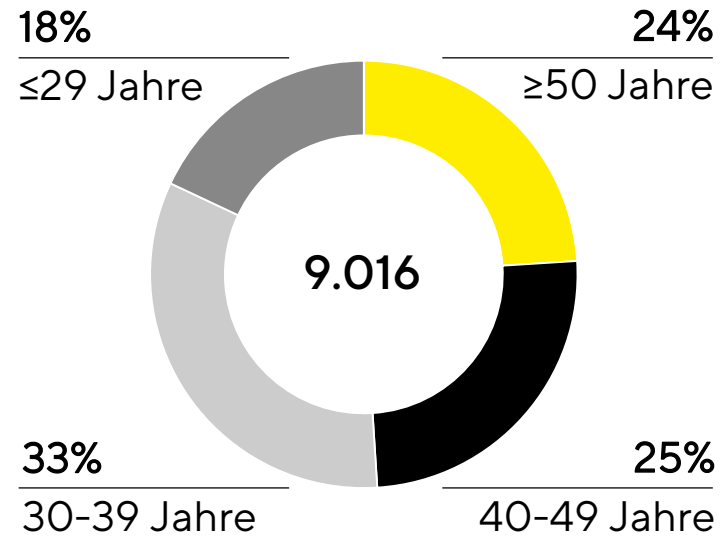


Guter Mix aus Erfahrung, frischen Ideen und diversen Perspektiven

Mitarbeiter nach Betriebszugehörigkeit



Mitarbeiter nach Alter



80+

Nationalitäten

69%

der Manager nicht aus Deutschland

38%

Anteil weiblicher Führungskräfte der 2.Ebene

Zwei Akquisitionen ergänzen das Portfolio hochgradig komplementär



Chromatographie-Systeme



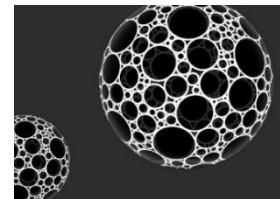
Chromatographie-Säulen u. -Gele



Proteinanalyse-Systeme



Systeme zur Tangentialfiltration



Microcarrier



Zellkulturmedien

Q1 2020: Sehr guter Start in das neue Geschäftsjahr; Pandemie-Krise mit deutlich unterschiedlichen Effekten in den Sparten

	Konzern	BPS	LPS
Umsatz	509,9 Mio. € +16,5%	394,3 Mio. € + 22,4%	115,6 Mio. € +0,1%
Auftragseingang	629,4 Mio. € +29,7%	506,2 Mio. € +39,6%	123,3 Mio. € +0,5%
Und. EBITDA-Marge ¹	27,0% +0,8 Pp	30,4% +2,1 Pp	15,6% -4,5 Pp

Wachstumsrate für Auftragseingang und Umsatz wechselkursbereinigt; 1 Bereinigt um Sondereffekte

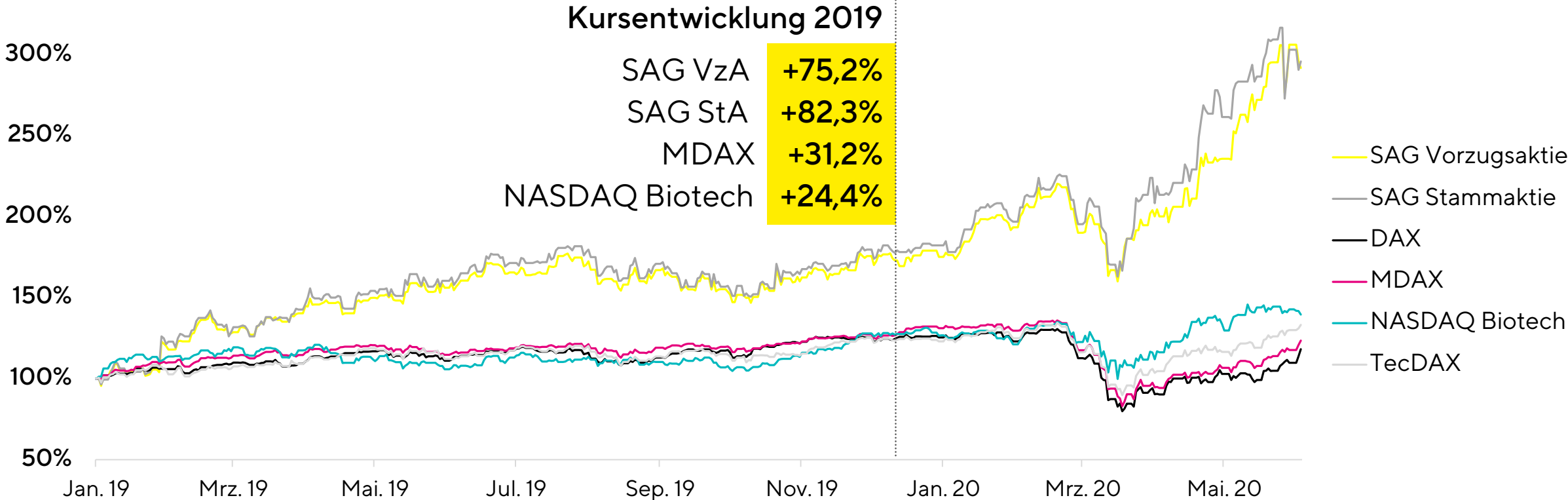
Ambitionierte Ziele für 2020; Unsicherheit höher als üblich

	Prognose 2020 ¹	
	Umsatzwachstum	Underlying EBITDA-Marge
Sartorius Konzern Beitrag Biological Industries Beitrag Danaher Portfolio ²	~ 15% - 19% 1,5 Pp 5 Pp	~ 27,5% leicht verwässernd neutral
Bioprocess Solutions Beitrag Biological Industries Beitrag Danaher Portfolio ²	~ 17% - 21% 1 Pp 3,5 Pp	~ 30,0% leicht verwässernd -0,5 Pp
Lab Products & Services Beitrag Biological Industries Beitrag Danaher Portfolio ²	~ 10% - 14% 2,5 Pp 10 Pp	~ 20,0% leicht verwässernd 1,5 Pp

Investitionsquote ~10% (FY 2019: 12,3%); Dynamischer Verschuldungsgrad ~2,75 (FY 2019: 2,0)

1 Prognose in konstanten Wechselkursen 2 Konsolidierung für 8 Monate

Sartorius-Aktien entwickelten sich überdurchschnittlich



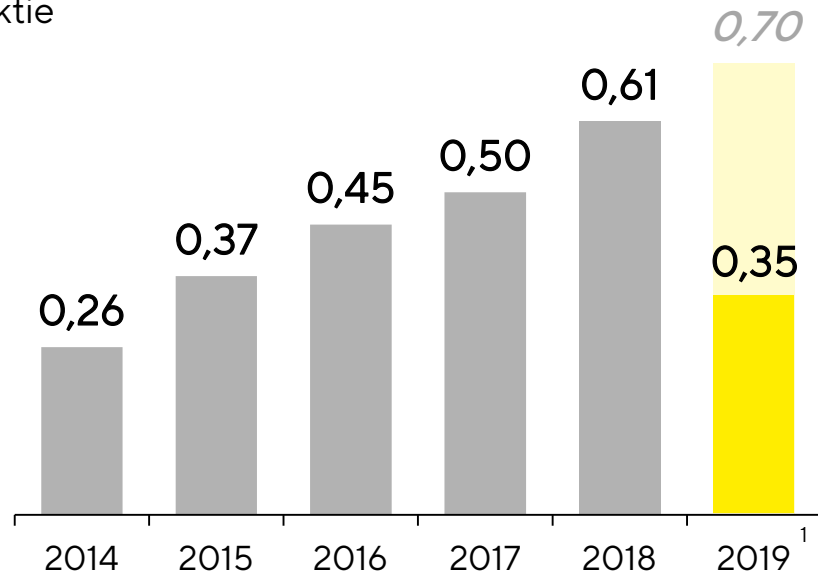
Stand: 23.06.2020; Kurse der jeweiligen Hauptbörse; Quelle: Nasdaq

Dividendenvorschlag (1/2)

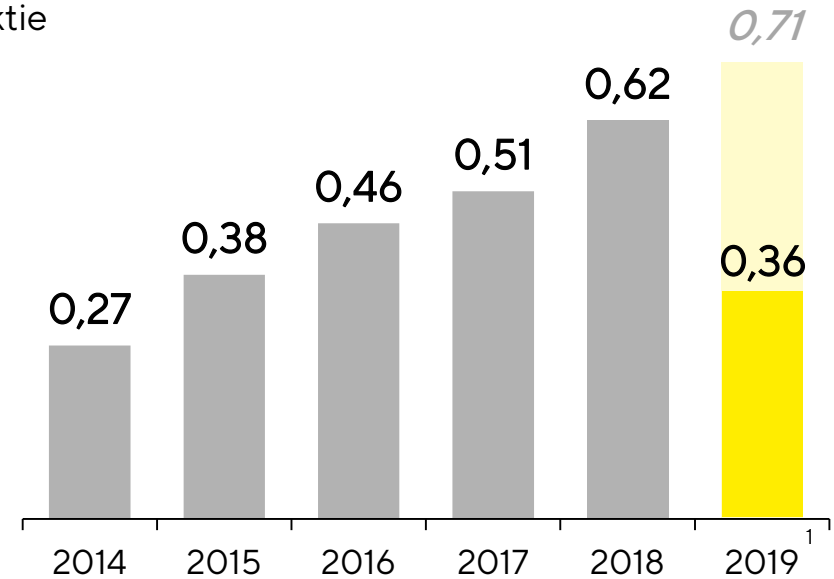
- Ursprünglicher Dividendenvorschlag aufgrund der Pandemiekrise angepasst
- Weiterhin erhebliche Unsicherheiten und Risiken zu erwarten
- Gleichzeitig bieten sich ggf. zusätzliche Chancen zur Verstärkung des Produktportfolios mit innovativen Technologien
- Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen und Institutionen, die durch die Pandemiekrise besonders hart getroffen sind oder eine wichtige Rolle bei ihrer Bewältigung spielen
- Keine grundsätzliche Änderung der bisherigen Dividendenpolitik

Dividendenvorschlag (2/2)

Dividende in €
Stammaktie



Dividende in €
Vorzugsaktie



- Ausschüttungssumme von 24,3 Mio. € (Vorjahr: 42,1 Mio. €), Ausschüttungsquote² bei 11,6% (Vorjahr: 24,0%)

2014-2015 angepasst gemäß Aktiensplit 2016, gerundet; 1 Vorschlag an die Hauptversammlung; 2 Bezogen auf den maßgeblichen Konzernnettogewinn

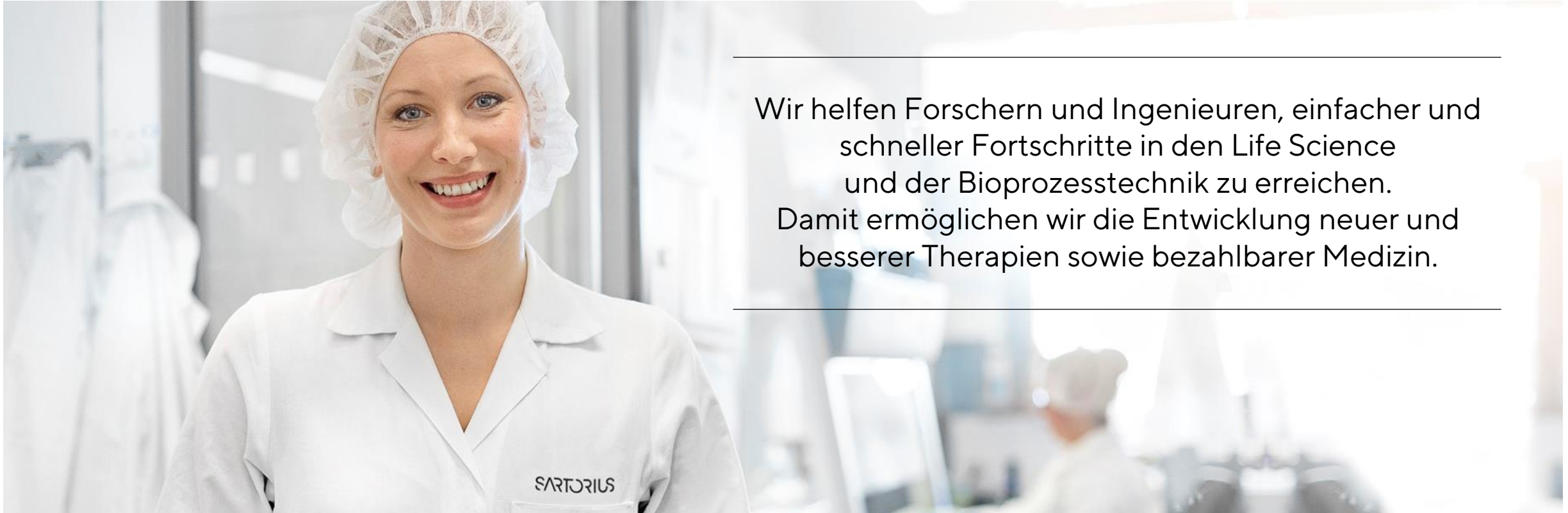
Sartorius wird 150 Jahre

150
Years

Das Unternehmen hat sich verändert,
der Antrieb bleibt gleich: Pioniergeist

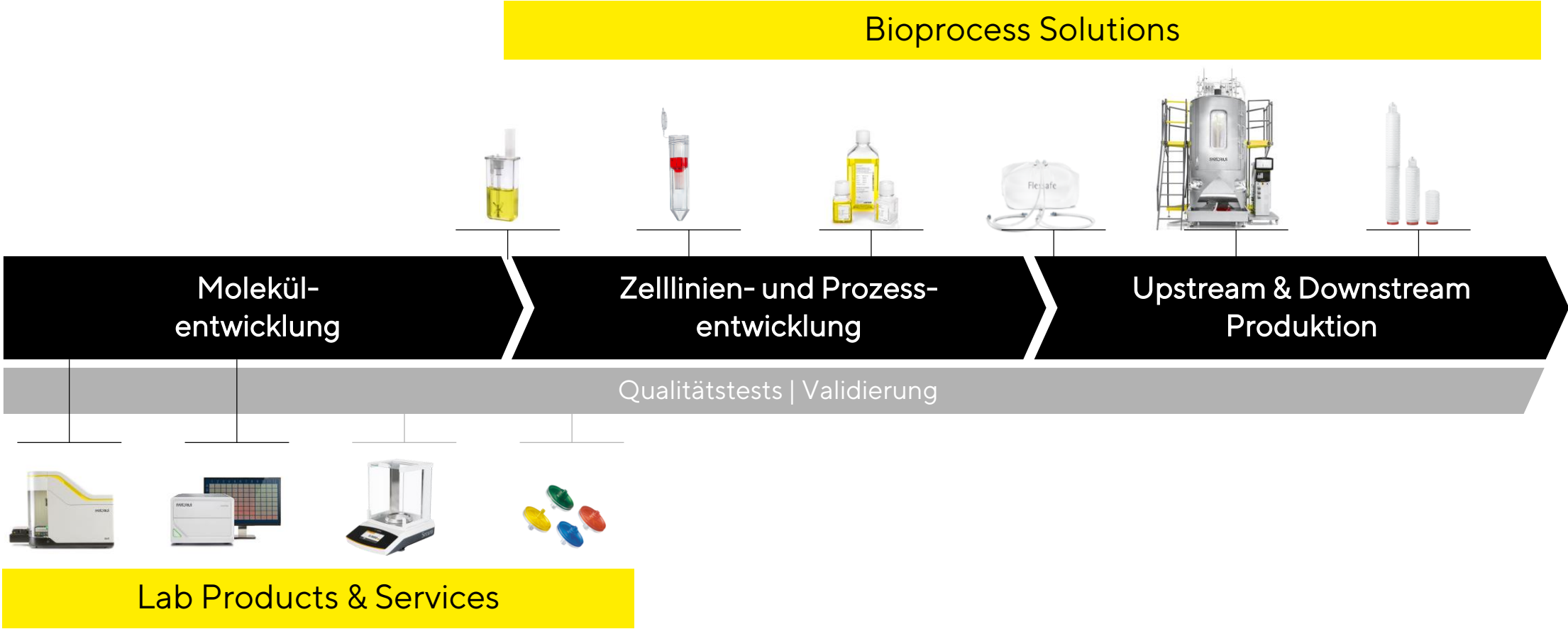


Unsere Mission: Beitrag zu besserer Medizin für mehr Menschen

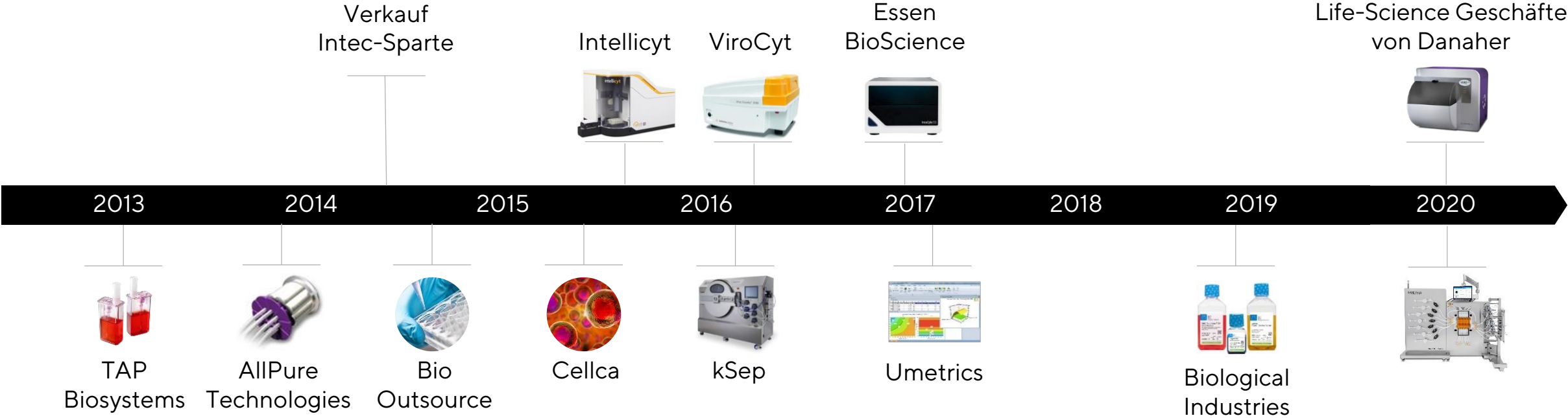


Wir helfen Forschern und Ingenieuren, einfacher und schneller Fortschritte in den Life Science und der Bioprozesstechnik zu erreichen. Damit ermöglichen wir die Entwicklung neuer und besserer Therapien sowie bezahlbarer Medizin.

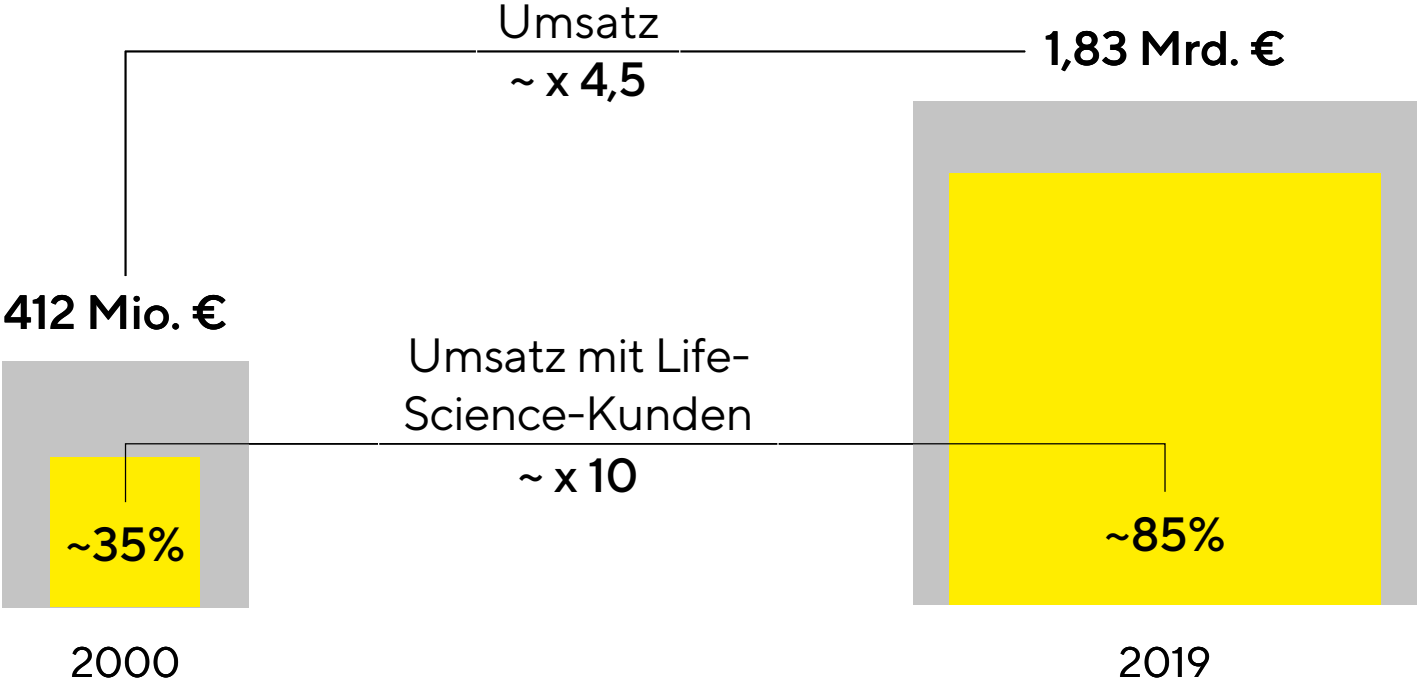
Strategischer Fokus auf gesamte Biopharma-Wertschöpfungskette



Kontinuierliche Erweiterung des Portfolios durch komplementäre Akquisitionen



Sartorius ist heute ein führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Produktion



Zielmarkt überdurchschnittlich wachstumsstark



Wachsende und alternde Bevölkerung

9 Mrd. Menschen bis 2050,
>2 Mrd. 60 Jahre plus



Expandierender Biosimilars-Markt

~30% Umsatzwachstum p.a.
Biosimilars 2019 bis 2022



Starke F&E Pipelines,
Fortschritte bei Gen-
und Zelltherapien

>40% Anteil Biologika
in Pharma-F&E

~8% Wachstum p.a.
Biopharmamarkt
2019 bis 2025

Hohe Innovationsdynamik in Life Science und Biopharma



Die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe muss deutlich beschleunigt werden, z.B. durch mehr Automation



Effizienzsteigerungen notwendig bei der Herstellung ‚klassischer‘ Biopharmaka sowie Biosimilars



Neue Tools und Methoden erforderlich für die Zell- und Gentherapien

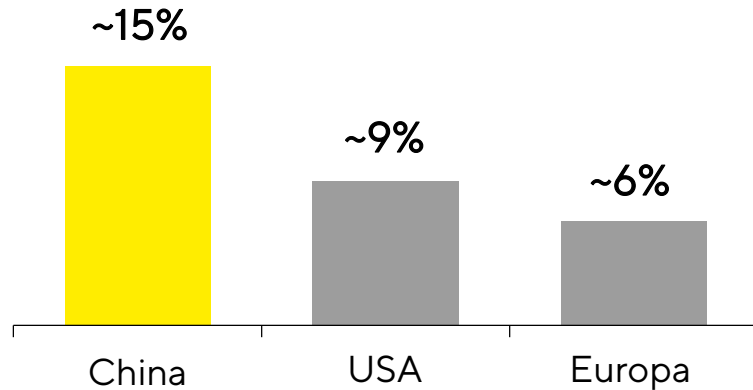


Forschung, Entwicklung und Produktion der Zukunft ist stärker automatisiert, intensiviert und skalierbar

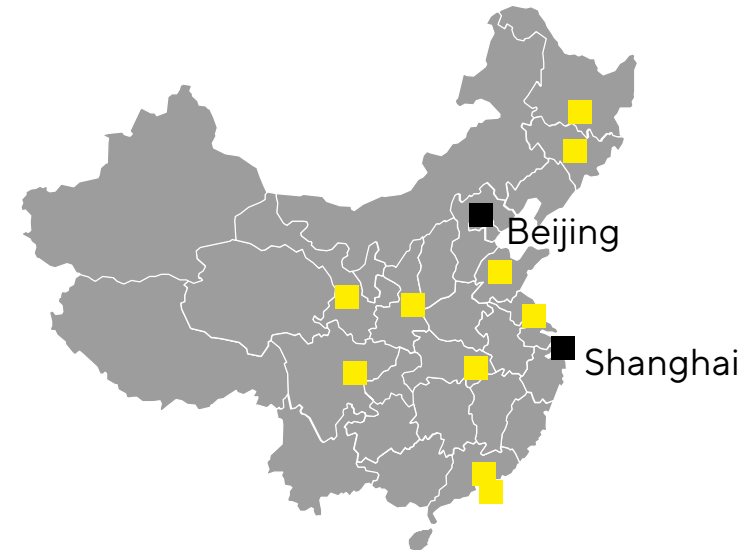
Wachsende Bedeutung des chinesischen Marktes

- Großes Marktpotenzial aufgrund der Bevölkerungsgröße
- Rapider Wandel von traditionell chinesischer Medizin zum Innovator in Biopharma

Prognose
Marktwachstum
Biopharma
CAGR 2019 bis 2023



- Sartorius mit langjähriger lokaler Präsenz; weiterer Ausbau geplant



- Produktions- und Vertriebsstandort
- Vertriebsstandort

Mittelfristziele für 2025 im Blick



BPS

~2,8 Mrd. €

Umsatz

~30%

EBITDA-Marge



LPS

~1,2 Mrd. €

Umsatz

~25%

EBITDA-Marge



Sartorius Konzern

~4 Mrd. €

Umsatz

~28%

EBITDA-Marge

2025 Ziele auf Basis von Wechselkursen von 2017; Zielerreichung soll mittels organischem und nicht-organischem Wachstum erreicht werden;
EBITDA bereinigt um Sondereffekte

Beitrag zu besserer Gesundheit ist unser wichtigstes Nachhaltigkeitsziel;
darüber hinaus weitere Nachhaltigkeitsinitiativen



Produktverantwortung

Erstes Unternehmen der Branche, das den European Plastics Pact unterzeichnet hat.

Strategie für Optimierung von Einsatz, Entsorgung und Recycling von Kunststoffen.



Klimastrategie

Umstellung aller deutschen Standorte auf Energie aus Wasserkraft reduziert ab 2021 die konzernweiten CO₂-Emissionen um ~30%.



Nachhaltige Lieferketten

Überprüfung der Aufstellung von Lieferanten für mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Sartorius schärft seinen Markenauftritt

- Neue Markenpositionierung spiegelt strategische Ausrichtung und Ambition wider
- Überarbeitung des visuellen Erscheinungsbildes, neues Logo sowie Unternehmensfarben
- Neues Markenversprechen fasst unseren Anspruch zusammen: Simplifying Progress



Simplifying Progress



Ehrgeizige Agenda und positiver Ausblick

- Deutliches Wachstum für 2020 geplant, Unwägbarkeiten aufgrund von Covid-19
- Fokus auf Integration der akquirierten Geschäfte
- Auf Kurs, die 2012 definierte Zielsetzung für 2020 zu erreichen
- Weiterer Ausbau von Innovationskraft, Kapazitäten, weltweiter Präsenz und Arbeitsplätzen



Vielen Dank für Ihre Teilnahme

SARTORIUS