

Hauptversammlung | 5. April 2018

Joachim Kreuzburg | Vorstandsvorsitzender Sartorius AG



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.

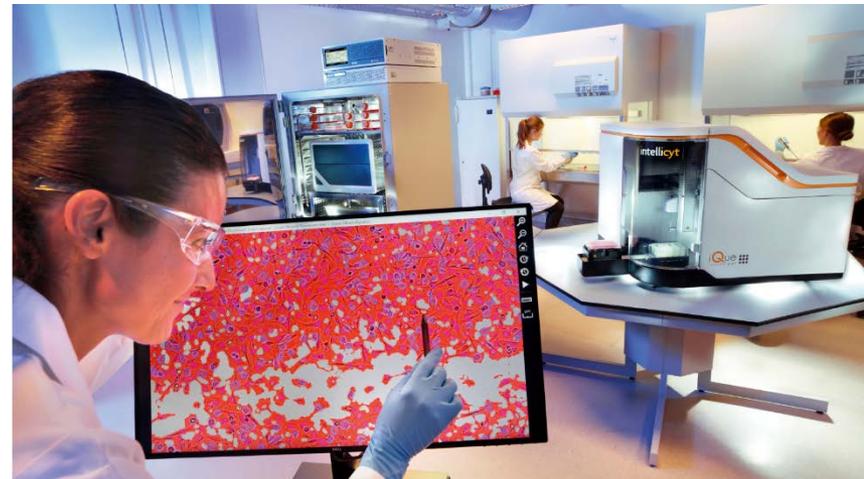
Agenda

- 01** Geschäftszahlen 2017 und Ausblick 2018
- 02** Dividendenvorschlag (TOP 2)
- 03** Strategie und Mittelfristziele 2025



Erfolgreiches Jahr 2017

- ▷ Deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn
- ▷ Bioprozess-Sparte legt in herausforderndem Umfeld erneut zu
- ▷ Labor-Sparte erreicht erheblich höheres Wachstums- und Margenniveau
- ▷ Produktportfolio durch Akquisitionen ausgebaut
- ▷ Umfangreiches Investitionsprogramm weiter umgesetzt



Dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum

Auftragseingang
in Mio. €



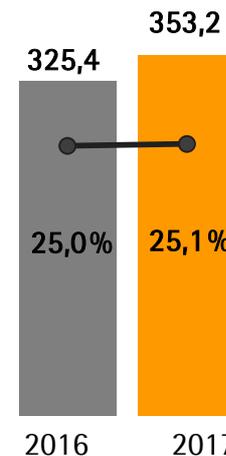
+ 13,7%¹

Umsatz
in Mio. €



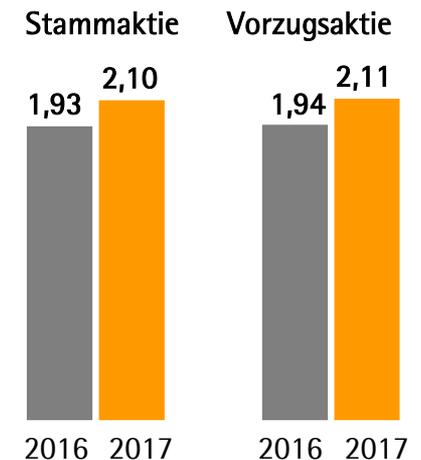
+ 9,3%¹

EBITDA & Marge²
in Mio. €



+ 8,5%

Ergebnis je Aktie³
in €



+ 8,6%

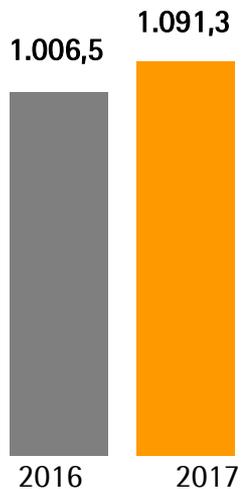
+ 8,6%

- Währungseffekte dämpfen den Profitabilitätsanstieg
- Positiver Trend im Auftragseingang gibt gutes Momentum für 2018

¹ wechsellkursbereinigt ² Operatives EBITDA = bereinigt um Sondereffekte ³ Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis einschließlich entsprechender Steueranteile

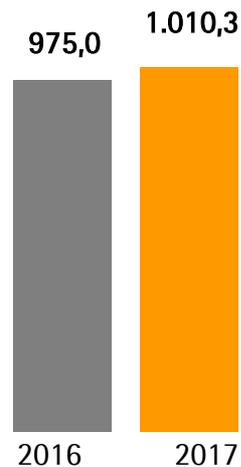
Bioprocess Solutions legt trotz temporär dämpfender Effekte zu

Auftragseingang
in Mio. €



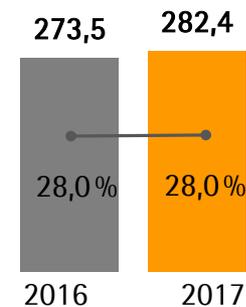
+ 9,7%

Umsatz
in Mio. €



+ 4,9%

EBITDA & Marge
in Mio. €

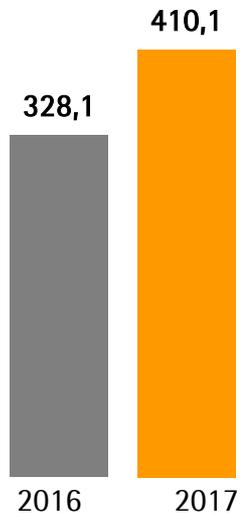


+ 3,3%

- Auswirkungen insbesondere in Region Amerika durch Lieferengpässe bei Zellkulturmedien, Abbau von Lagerbeständen bei einzelnen Kunden und Produktionsunterbrechung nach Hurrikan Maria
- Portfolio durch Akquisition von Umetrics erweitert
- Starker Auftragseingang im 2. Halbjahr

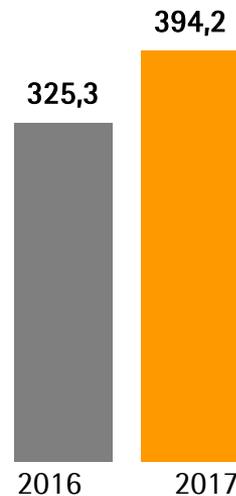
Sehr dynamische Entwicklung der Laborsparte

Auftragseingang
in Mio. €



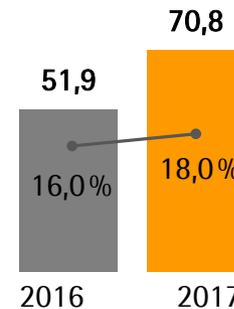
+ 25,8%

Umsatz
in Mio. €



+ 22,0%

EBITDA & Marge
in Mio. €



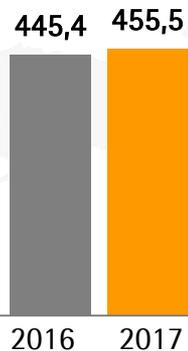
+ 36,3%

- Lab Products & Services mit deutlich positiver Entwicklung in allen Produktbereichen und Regionen
- Bioanalytik-Portfolio durch Akquisition von Essen BioScience ausgebaut
- ~8 Prozentpunkte organisches Wachstum; Akquisitionen tragen rund 14 Prozentpunkte bei

Alle Regionen tragen zum Wachstum bei

Amerika

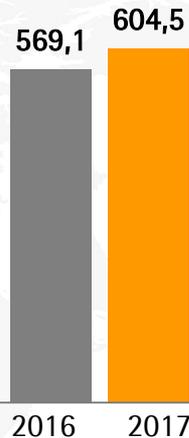
Umsatz in Mio. €



+ 3,5%

EMEA

Umsatz in Mio. €



+ 6,8%

Asien | Pazifik

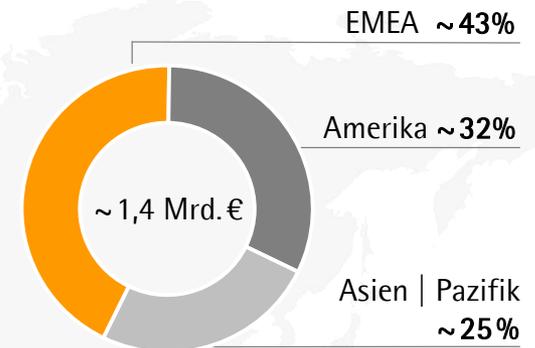
Umsatz in Mio. €



+ 22,5%

Umsatz nach Regionen

in %



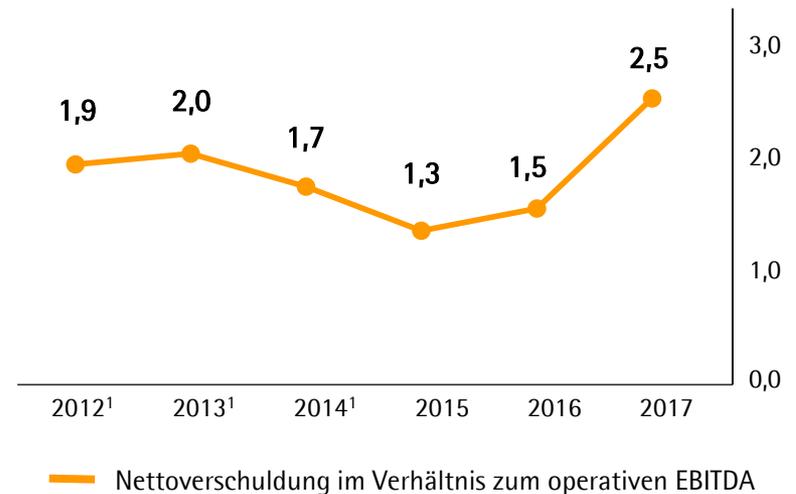
- Amerika: Hohe Vorjahresbasis und durch temporäre Effekte bei BPS beeinflusst
- EMEA: Starke organische Entwicklung und Wachstumsbeitrag der Akquisitionen
- Asien | Pazifik: Dynamisches Wachstum in beiden Sparten; einige größere Equipment-Projekte bei BPS

Finanz- und Bilanzkennziffern weiter auf solidem Niveau

Finanzkennzahlen

Sartorius Konzern	31.12. 2016	31.12. 2017
Eigenkapitalquote in %	42,0	35,1
Nettoverschuldung in Mio. €	485,9	895,5
Operativer Cashflow in Mio. €	170,4	206,5

Dynamischer Verschuldungsgrad



Umfangreiche Schaffung neuer Arbeitsplätze



Konzern



Deutschland

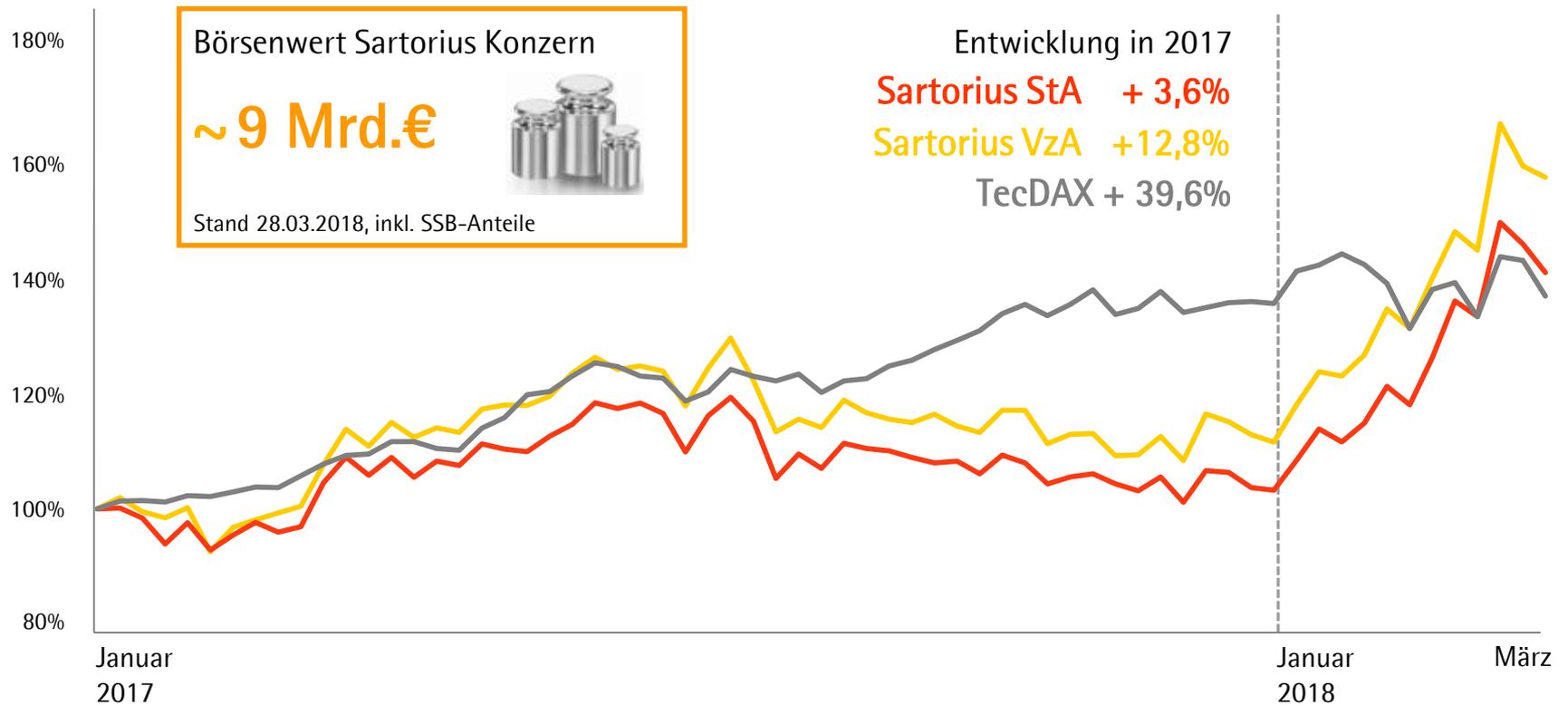


Göttingen



- Gute Mischung neuer und langjähriger Mitarbeiter
- Netto rund 600 neue Mitarbeiter, davon rund 200 durch die Akquisitionen

Positive Entwicklung der Sartorius Aktien



Positiver Ausblick für 2018

	2017		Prognose 2018	
	Umsatzwachstum	Operative EBITDA-Marge	Umsatzwachstum	Operative EBITDA-Marge
Sartorius Konzern ¹	9,3%	25,1%	~9% - 12%	~+0,5 pp
Bioprocess Solutions ¹	4,9%	28,0%	~8% - 11%	~+0,5 pp
Lab Products & Services ¹	22,0%	18,0%	~12% - 15%	~+1,0 pp
Investitionsquote	14,9%		~ 15%	

- Wachstumsbeiträge der Akquisitionen: Konzern ~ 1,0 Prozentpunkte, BPS ~ 0,5 pp, LPS ~ 2,5 pp
- Konzernsteuerquote infolge der US-Steuerreform ab 2018 um etwa 2 pp reduziert auf rund 27%

Agenda

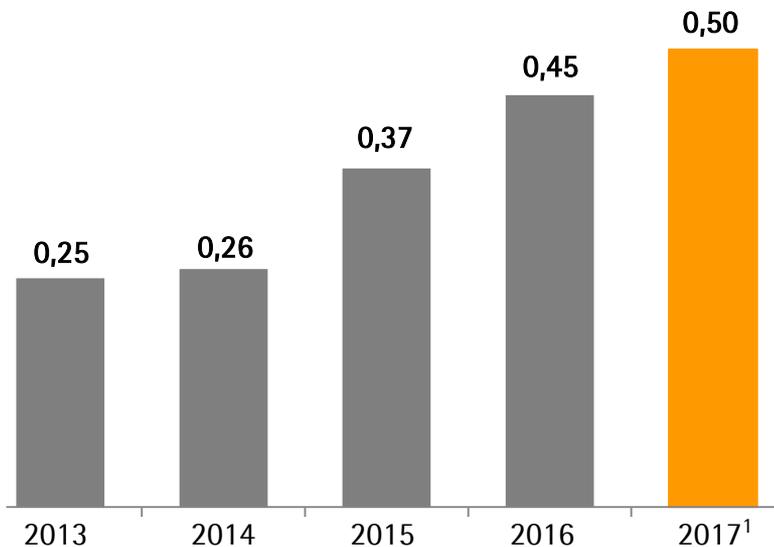
- 01 Geschäftszahlen 2017 und Ausblick 2018
- 02 Dividendenvorschlag (TOP 2)
- 03 Strategie und Mittelfristziele 2025



TOP 2: Dividendenvorschlag

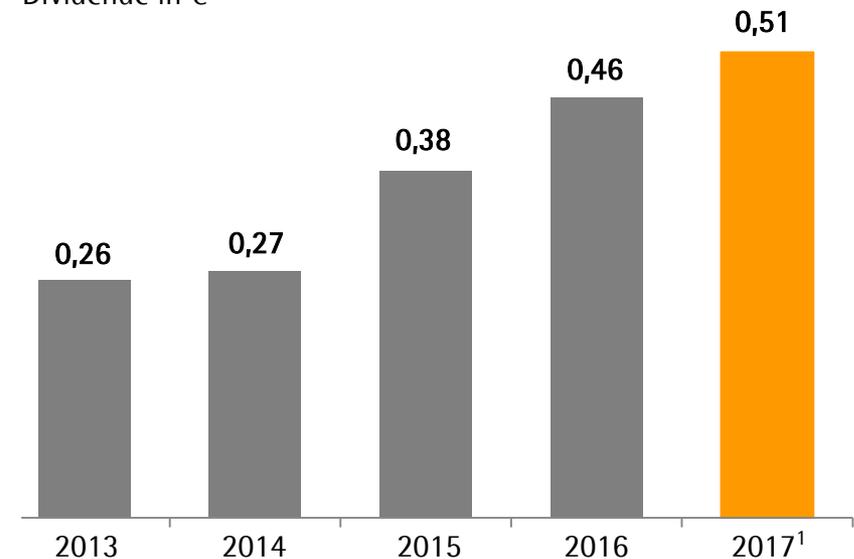
Stammaktie

Dividende in €



Vorzugsaktie

Dividende in €



- Achte Dividendenerhöhung in Folge
- Ausschüttungssumme würde um 11% steigen von 31,1 Mio. € auf 34,5 Mio. €
- Ausschüttungsquote² läge entsprechend der Dividendenpolitik mit 24,0% etwa auf dem Niveau der Vorjahre (2016: 23,5%)

2013 bis 2015 angepasst nach Aktiensplit 2016, gerundete Werte ¹Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand an die Hauptversammlung

² Bezogen auf den maßgeblichen Konzernnettogewinn

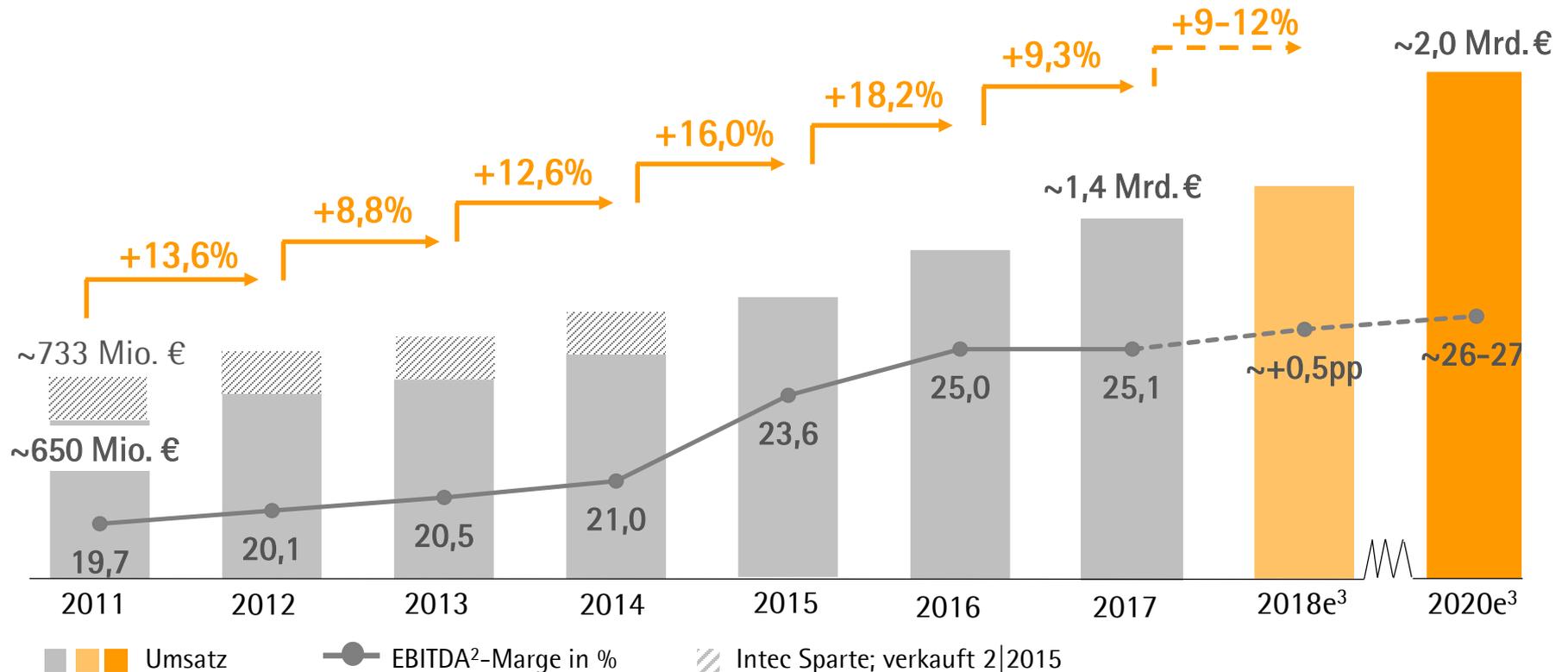
Agenda

- 01 Geschäftszahlen 2017 und Ausblick 2018
- 02 Dividendenvorschlag (TOP 2)
- 03 Strategie und Mittelfristziele 2025



Nachhaltig profitables Wachstum

2011-2017¹ CAGR Umsatz **~+13%** EBITDA²-Marge **+5,4pp**



¹ Fortgeführte Aktivitäten, wechselkursbereinigt ² Bereinigt um Sondereffekte ³ Auf Basis der Prognose

Auf Kurs, die 2020-Ziele zu erreichen

Strategische Initiativen

Regional

- Ausbau von Marktanteilen in Nordamerika ✓
- Nutzung des starken Marktwachstums in Asien ✓

Portfolio

- Komplementäre Ergänzung durch Zukäufe und Allianzen ✓
- Eigene Produktentwicklung ✓

Infrastruktur

- Ausbau der Produktionskapazitäten ✓
- Signifikante Investitionen in IT-Infrastruktur ✓

Ziele für 2020

~ 2 Mrd. €¹
Umsatz

~ 3|4
Organisch

~ 1|4
Akquisitionen

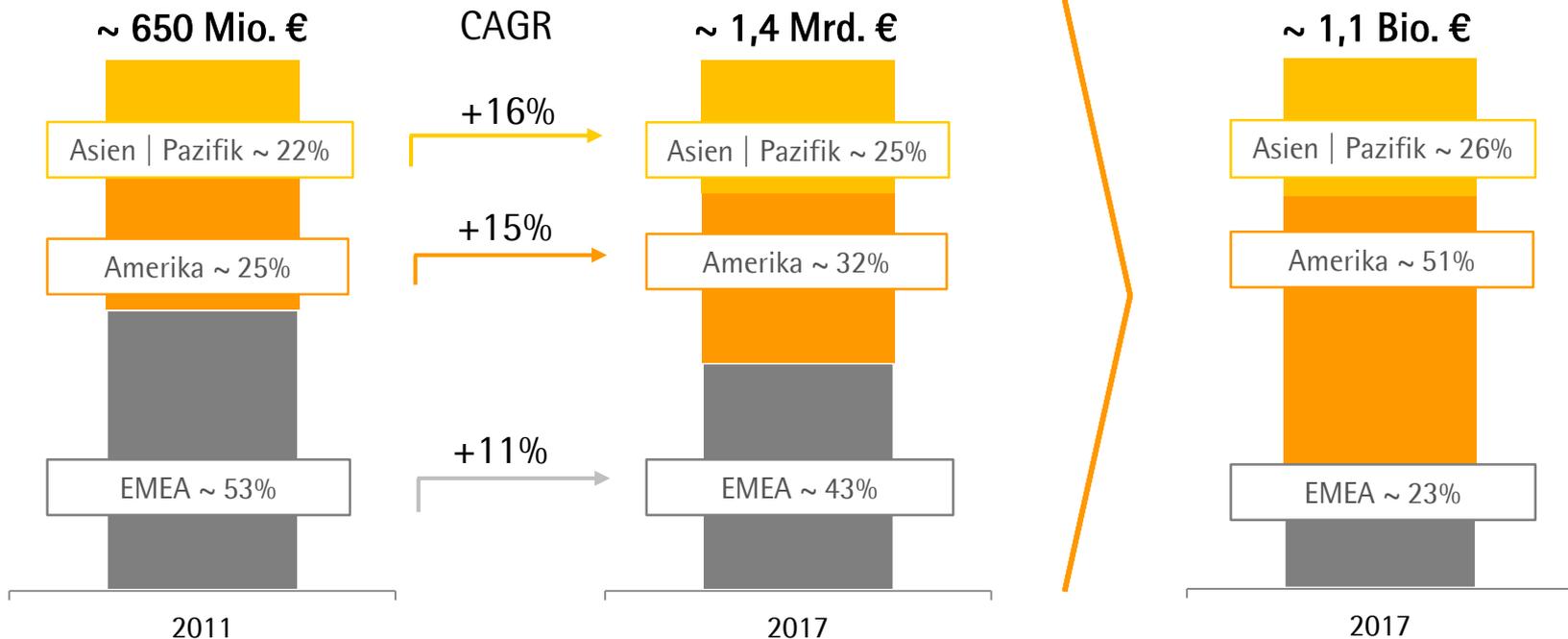
~ 26-27%²
EBITDA-Marge

Regionale Umsatzverteilung besser gewichtet

Umsatz 2011
nach Regionen

Umsatz 2017
nach Regionen

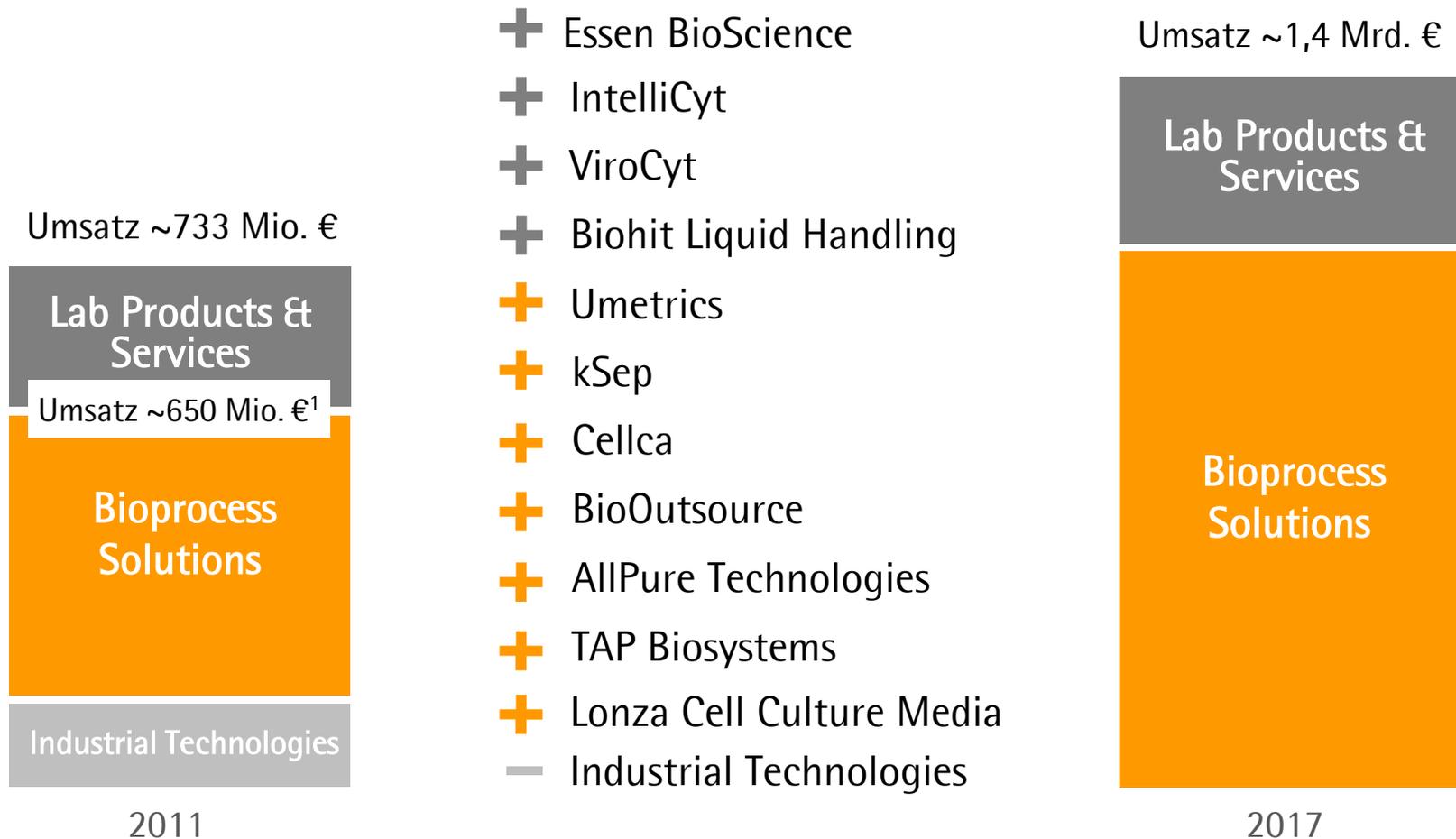
Globaler Pharmamarkt



Strategischer Fokus beider Sparten auf Biopharma



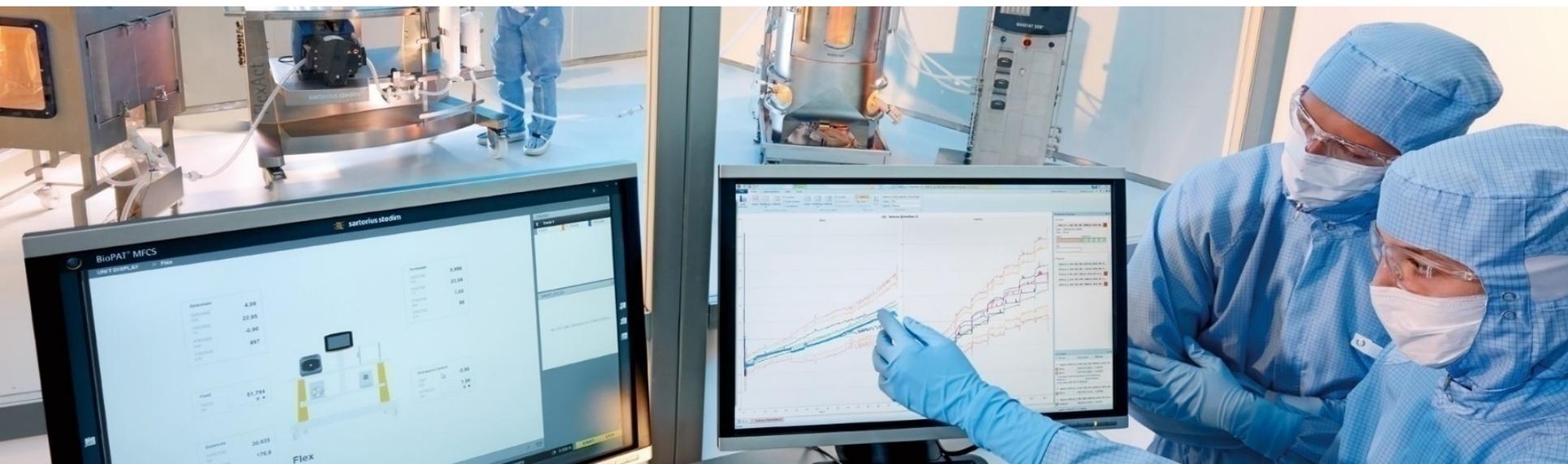
Portfolio beider Sparten durch Akquisitionen gestärkt



¹ Ohne Sartorius Industrial Technologies

Starke Expertise in der Datenanalyse für Biopharma aufgebaut

- Akquisition des schwedischen Data Analytics Spezialisten Umetrics
- Führende Software für die Datenanalyse und Modellentwicklung zur Optimierung von biopharmazeutischen Entwicklungs- und Produktionsprozessen
- Einsatzmöglichkeiten in der gesamten Prozesskette
- Digitale Werkzeuge gewinnen für unsere Kunden erheblich an Bedeutung



Zukauf von Essen BioScience erweitert Geschäftsfeld Bioanalytik

- Neuartiges, kamerabasiertes Zellanalytik-System aus Instrumenten, Software und Reagenzien
- Detaillierte und profunde Einblicke in die Zellbiologie, liefert schnellere und relevantere Ergebnisse als andere Systeme, beschleunigt die Arzneimittelentwicklung
- Sehr gute Passung zum 2016 akquirierten IntelliCyt Portfolio
- LPS-Sparte gewinnt weiter an Bedeutung und Attraktivität für Biopharma-Kunden



Frühzeitiger Kapazitätsausbau für künftiges Wachstum

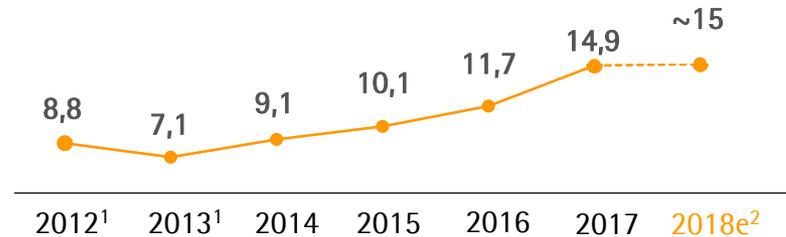


Yauco, Puerto Rico: Verdopplung der Kapazitäten für die Filter- und Bag-Produktion

~15%
Investitions-
quote 2018²

Vorübergehend erhöhte Investitionsquote

in %



¹Inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten

²Basierend auf der Prognose für 2018



Göttingen, Deutschland: Ausbau der Zentrale



Neues ERP und Ausbau der globalen IT-Systeme

Nachhaltige Wachstumstreiber im Wachstumsmarkt Biopharma

Wachsende, alternde Bevölkerung

9 Mrd.

Menschen 2050,
davon **>2 Mrd.**
60 Jahre und älter



Steigende Gesundheitsausgaben

+6,5%

Umsatzwachstum
p.a. Medikamente
2017 bis 2022



~8%

Jährliches Wachstum des
Biopharmamarktes von
2017 bis 2025

Expandierender
Biosimilars-Markt

>50%

Umsatzwachstum
p.a. bei
Biosimilars 2016
bis 2021



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

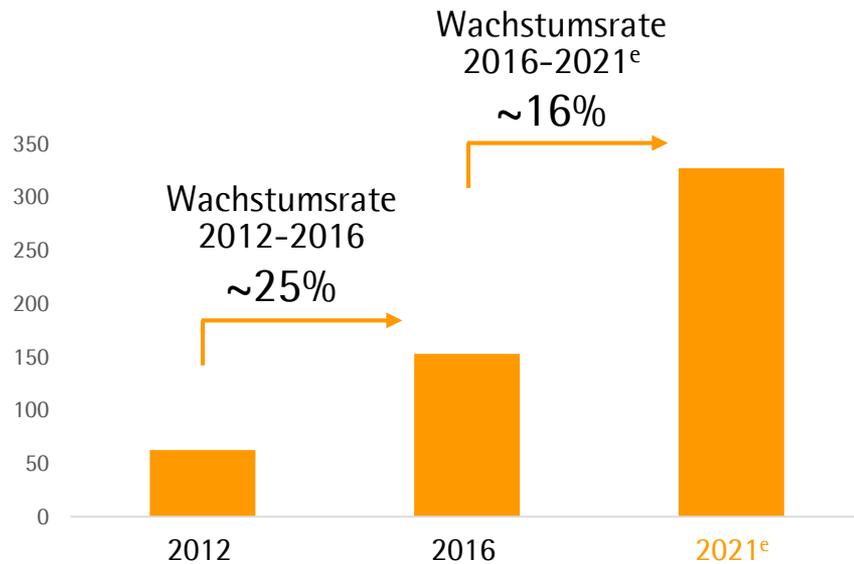
>50%

Anteil Biologika
in Pharma-F&E

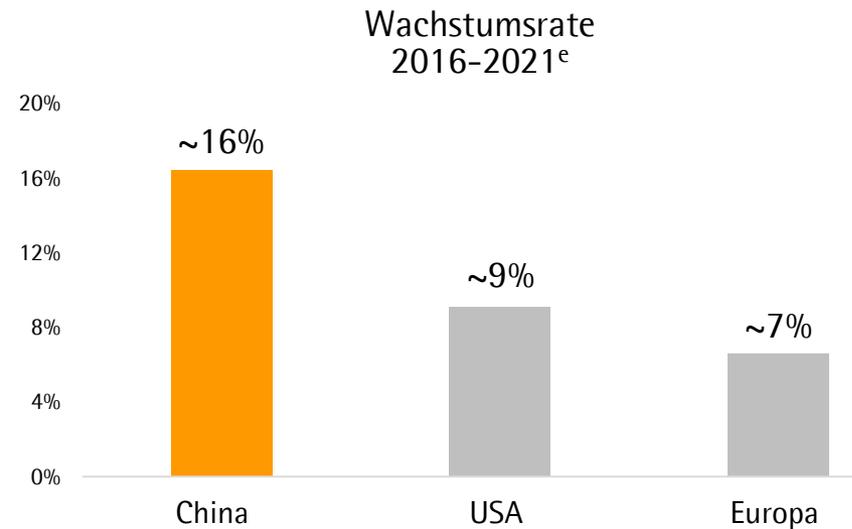


Der Markt in China gewinnt enorm an Bedeutung

Biologika-Markt China
in Milliarden RMB



Globales Wachstum des Biologika-Marktes
Prognose nach Regionen in %



Zukäufe bleiben wichtiger Teil der Strategie

Kriterien für Akquisitionen



Portfolio
Komplementäre Produkte
oder Technologien



Marktposition
Entweder unter den Top 3
oder einzigartige Stellung



Integration
Management-Kapazität;
kulturelle Passung



Preis
Faire Bewertung; auf Sartorius-
Profitabilitätslevel nach 2 bis 3 Jahren

Marktumfeld Bioprocess Solutions

- Zunehmend konsolidiert
- Start-ups mit innovativen Technologien

Marktumfeld Lab Products & Services

- Weniger konsolidiert
- Start-ups und kleine bis mittlere Unternehmen mit innovativen Technologien

Sartorius 2025 – Initiativen und Ziele

Strategische Initiativen

Regional

- Partizipation am starken Marktwachstum in China
- Überdurchschnittliches Wachstum im wichtigen US-Markt

Portfolio

- Akquisition von Innovationen, z.B. digitale Tools
- Erweiterungen im Bereich Prozess-Entwicklung
- Expansion in angrenzende Anwendungen

Arbeitsprozesse

- Prozessoptimierung durch Digitalisierung
- Erweiterung der Fertigung in Asien

2025 Ziele

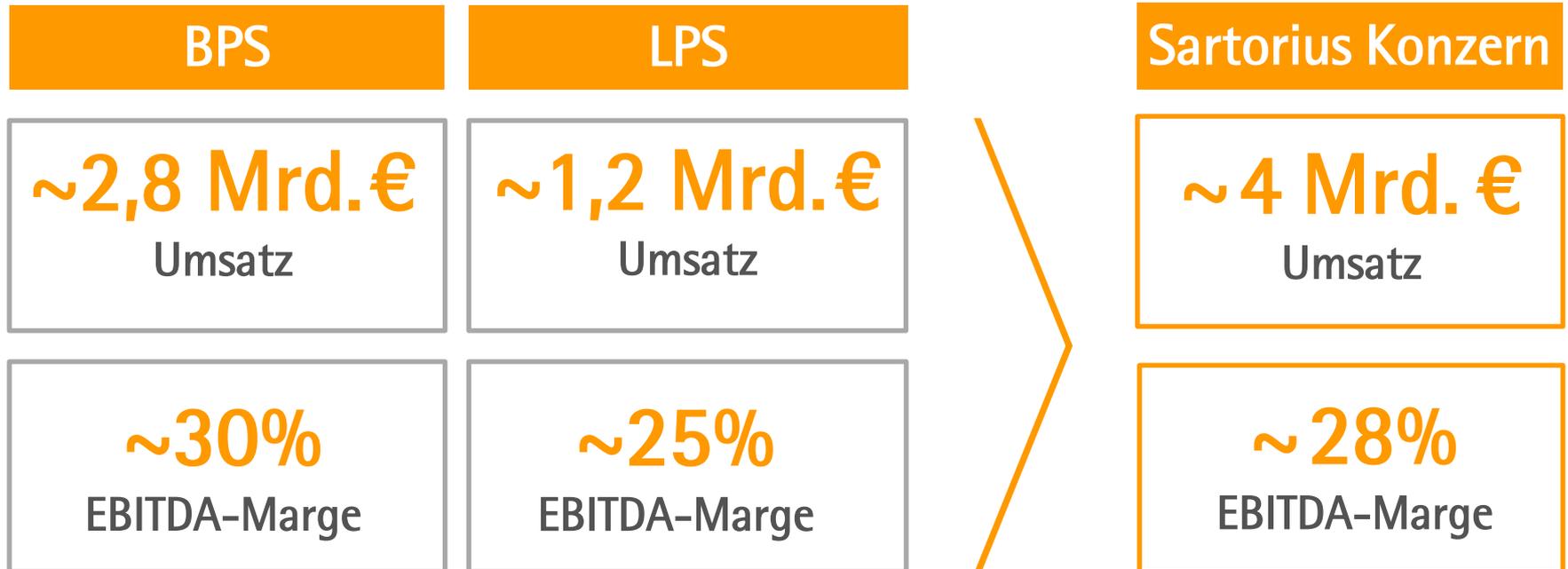
~ 4 Mrd. €
Umsatz

~ 2/3
Organisch

~ 1/3
Akquisitionen

~ 28%
EBITDA-Marge

Die 2025-Ziele der Sparten



Sartorius hat ausgezeichnete langfristige Perspektiven

- Nachhaltige Treiber für weiteres substanzielles Wachstum des Biopharmamarktes
- Chinesischer Markt gewinnt an Bedeutung
- Innovatives Produktportfolio eröffnet zusätzliche Expansionspotenziale
- Strategie, Infrastruktur und Kapazitäten auf Innovation und Wachstum ausgerichtet



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

