

Ouverture de l'Assemblée  
Dr. Joachim Kreuzburg

**SARTORIUS**

## Ordre du jour

1

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

- Rapport du président du Conseil d'administration et président-directeur général
- Résolutions 1 à 10

2

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

- Résolutions 11 à 21

Rapport du président du Conseil d'administration et  
président-directeur général

Dr. Joachim Kreuzburg

**SARTORIUS**



# Clause de non-responsabilité

Cette présentation contient des déclarations sur les performances futures du groupe Sartorius Stedim Biotech. Celles-ci s'appuient sur des hypothèses et des estimations. Bien que ces prévisions nous paraissent réalistes, nous ne pouvons pas garantir qu'elles se réaliseront effectivement.

Car nos hypothèses comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'aboutir à des résultats réels qui différeront sensiblement des résultats attendus. Nous ne prévoyons pas d'actualiser nos prévisions. Des écarts liés aux arrondis peuvent apparaître dans cette présentation.

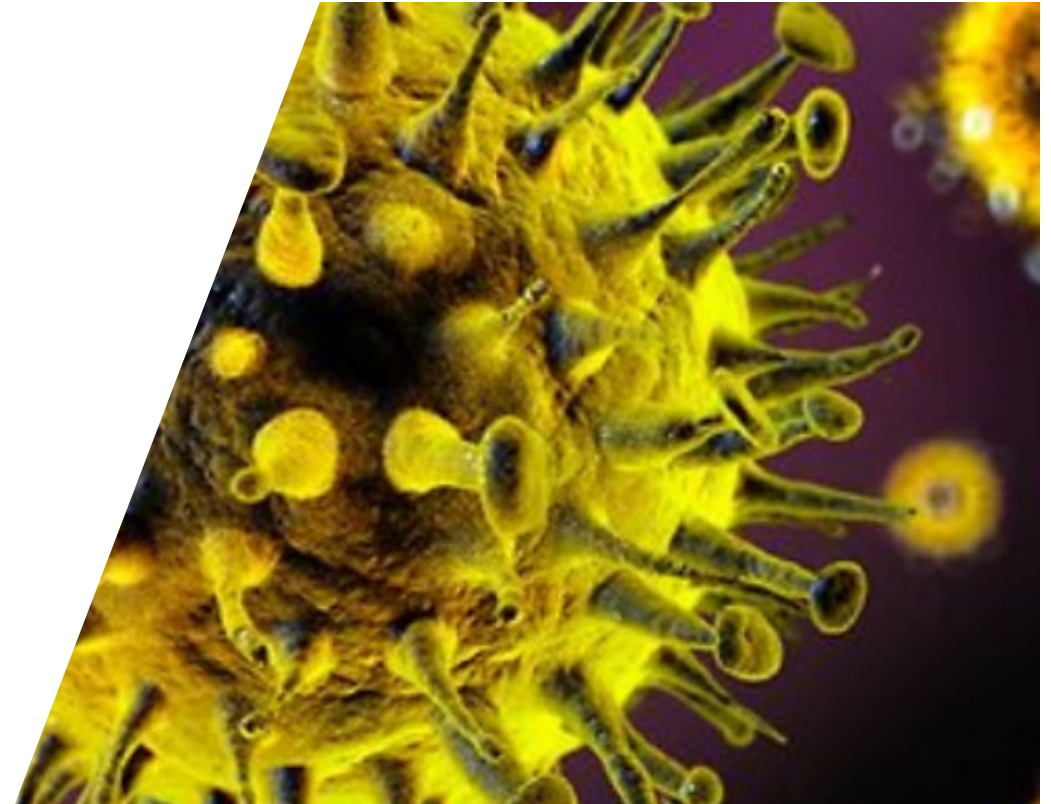
# Nous avons su faire face à la première phase de la pandémie

## Priorités:

1. Sécurité avant tout: responsabilité envers plus de 6300 employés
2. Assurer les capacités de livraison à nos clients
3. Assurer stabilité et assise financières

## Défis:

- Risques: deuxième vague d'infection possible, recession mondiale, adaptation à des défis à plus long terme
- Intégration à distance des activités acquises



# Nos produits contribuent au développement de vaccins efficaces



Plus de 180 entreprises développent un vaccin contre le Covid-19



La plupart d'entre elles travaillent avec des produits Sartorius



Merci à nos clients pour leur confiance et à tous nos employés et fournisseurs qui ont assuré le maintien des activités !



# 2019: une nouvelle année de croissance dynamique

- Année 2019 positive avec un taux de croissance à deux chiffres: prévisions revues à la hausse dépassées
- Deux acquisitions stratégiques
- Positionnement renforcé en tant que fournisseur international majeur de technologies pour l'industrie biopharmaceutique





# Croissance dynamique du chiffre d'affaires, nouvelle augmentation de marge

Prises de commandes

1 543,5 M €

+16,2%

Chiffre d'affaires

1 440,6 M €

+17,0%

Marge d'EBITDA<sup>1</sup>

29,3%

+1,1pp

Resultat net par action<sup>2</sup>

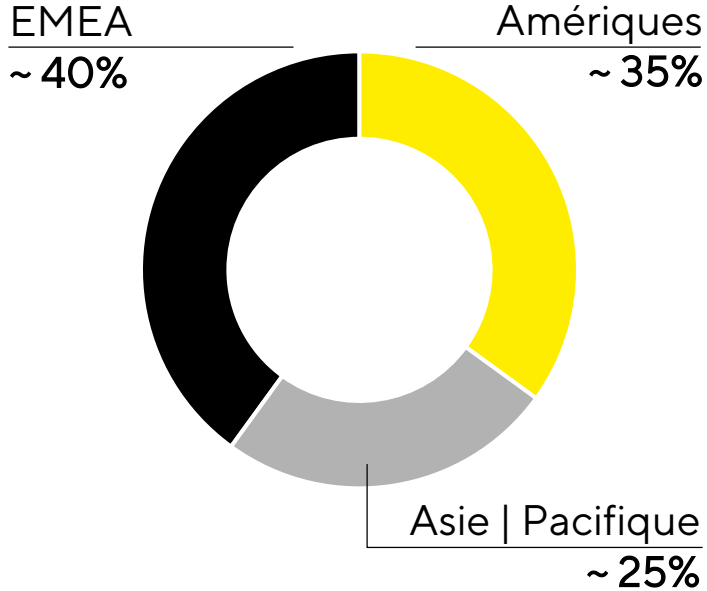
2,85

+19,9%

Croissance des prises de commandes et chiffre d'affaires à taux de change constant ; 1 Courant = hors éléments non récurrents ; 2 Résultat net courant par action = basé sur le résultat net après participations ne donnant pas le contrôle ; corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

# Croissance dans toutes les regions, plus forte évolution en Asie | Pacifique

## Chiffre d'affaires



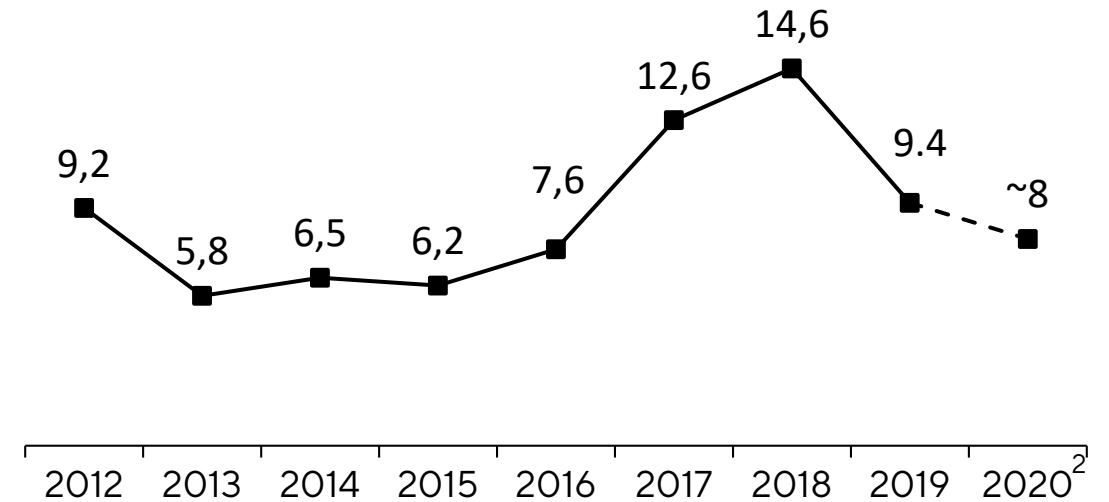
Selon la localisation des clients ; croissance à taux de change constant

# Bilan et situation financière très robustes

## Principaux indicateurs financiers

Sartorius Stedim Biotech	31 déc. 2018	31 déc. 2019
Ratio de capitaux propres	66,5%	64,7%
Endettement net	125,7 M €	107,7 M €
Endettement net   EBITDA courant	0,4	0,3

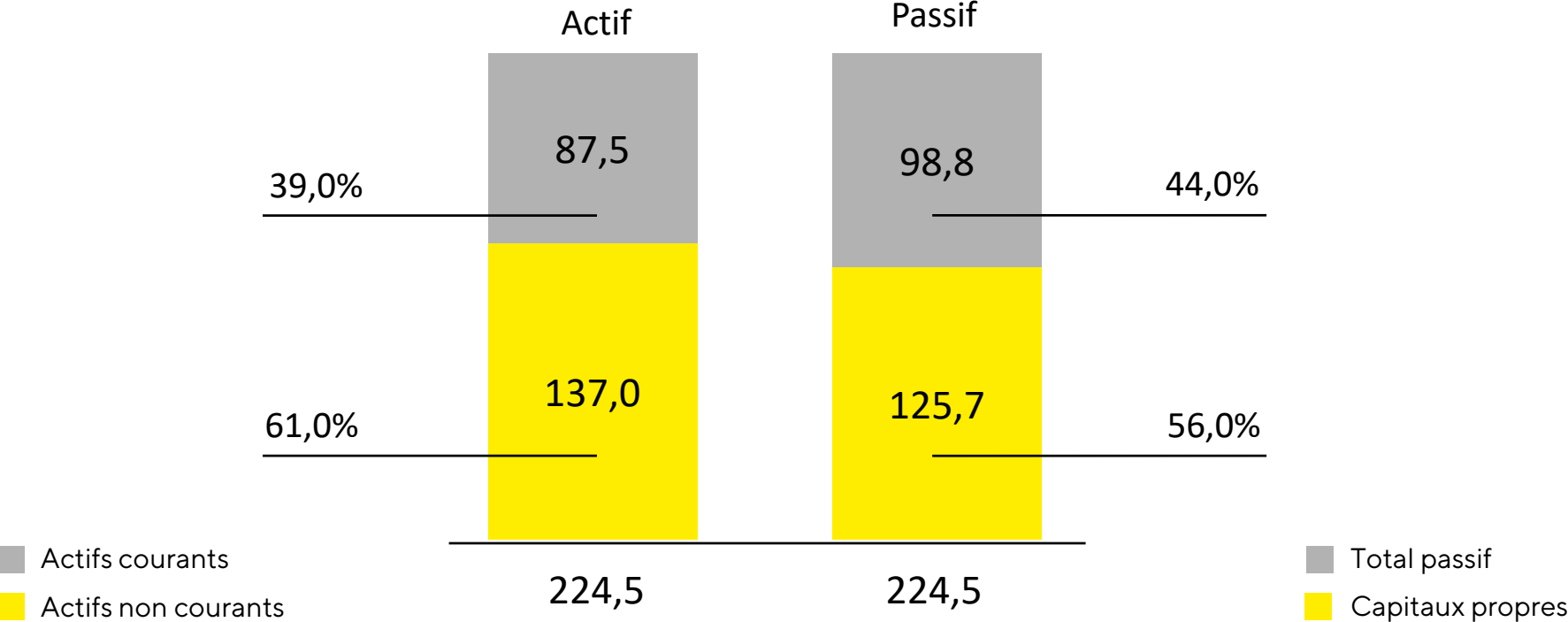
## Ratio d'investissement<sup>1</sup> in %



<sup>1</sup> Dès 2018, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie; <sup>2</sup> D'après les projections 2020

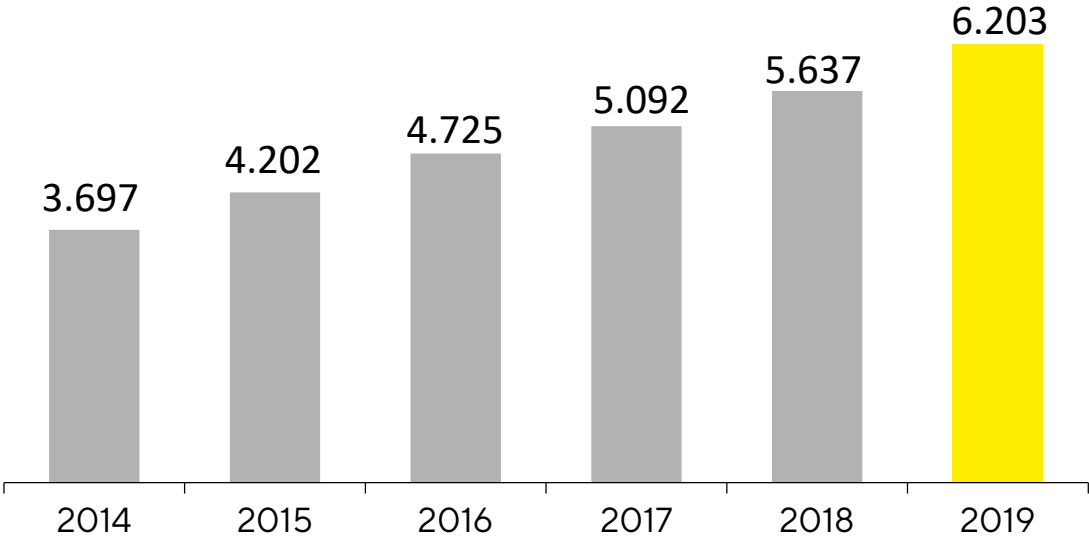
# Bilan de la société mère

Structure du bilan  
en millions € et en %, au 31 décembre 2019

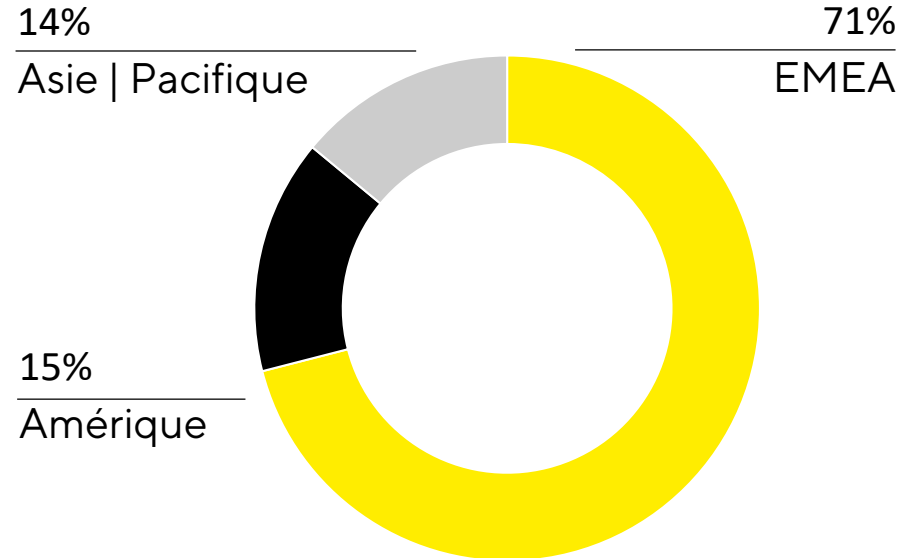


# Près de 600 nouveaux postes dans le monde

Effectifs du groupe

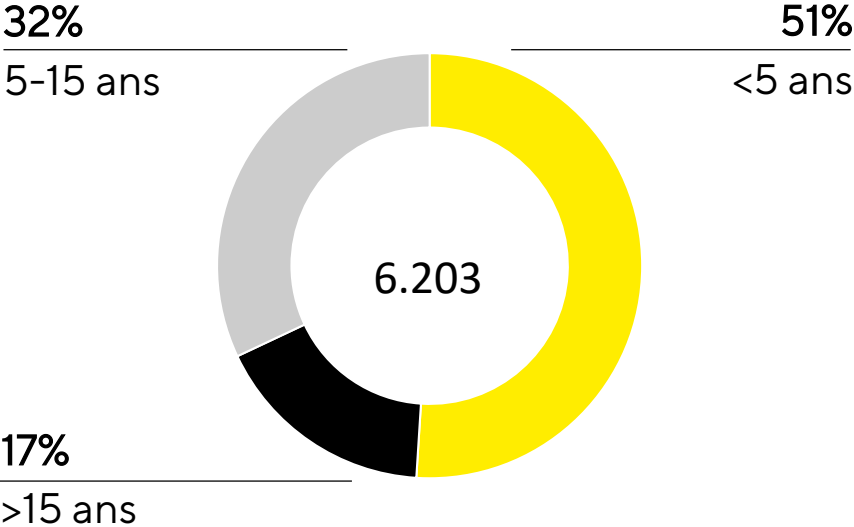


Effectifs par région

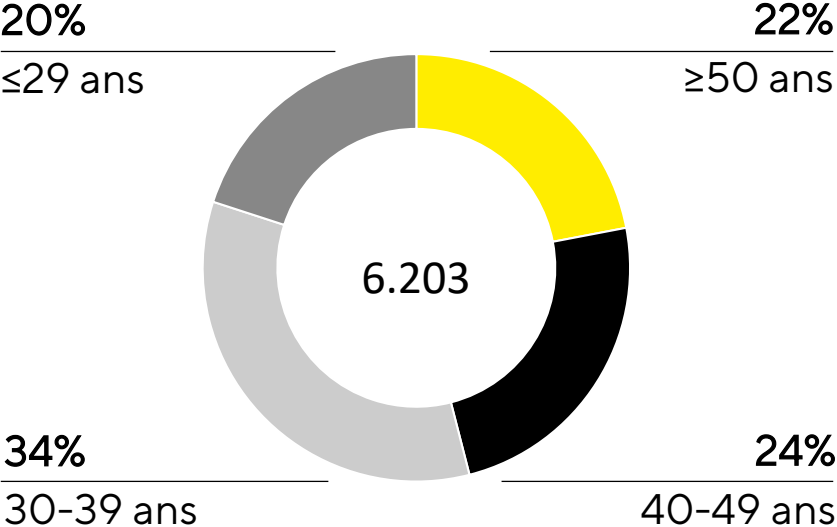


# Un bel équilibre entre expérience et idées nouvelles

### Mandat au poste actuel



### Répartition par âge au sein du groupe



# Deux acquisitions renforcent considérablement notre positionnement dans des technologies phares



Systèmes de chromatographie



Colonnes de chromatographie



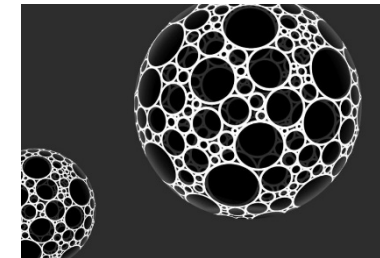
Résines de chromatographie



Systèmes de filtration tangentielle



Milieux de culture cellulaire



Microporteurs

# S1 2020 : excellent début d'année ; forte demande dans toutes les catégories de produits et zones géographiques

Prises de commandes

€534,8mn

+39,3%

Chiffre d'affaires

€422,1mn

+22,3%

Marge d'EBITDA<sup>1</sup>

30,0%

+1,4pp

Résultat net par action<sup>2</sup>

0,87

+19,9%

Croissance des prises de commandes et chiffre d'affaires à taux de change constant ; 1 Courant = hors éléments non récurrents ; 2 Résultat net courant par action = basé sur le résultat net après participations ne donnant pas le contrôle ; corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés



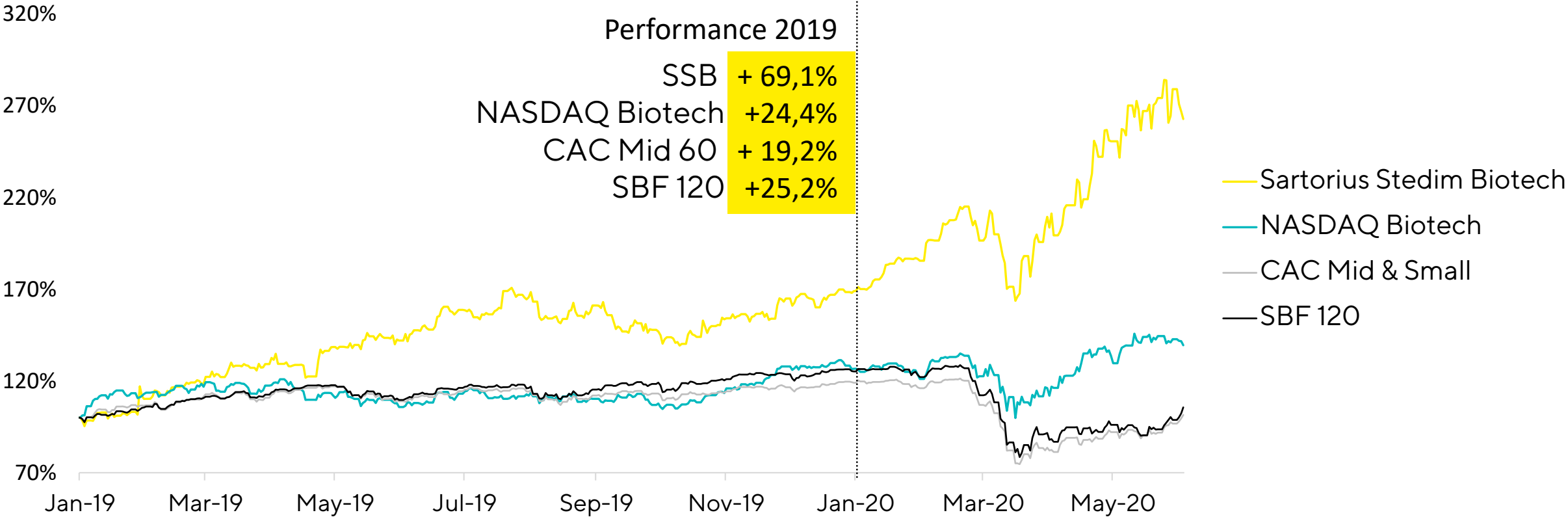
# Perspectives favorables pour 2020, mais plus grande incertitude

	2019	Objectifs pour l'exercice 2020 <sup>1</sup>
Chiffre d'affaires et croissance	1 440, 6 M €	~ 17% - 21%
Marge d'EBITDA courant	29,3%	~ 30,0%
Ration d'investissement	9,4%	~ 8,0%

<sup>1</sup> À taux de change constant

- Les projections de chiffre d'affaires incluent une contribution à la croissance non organique de Biological Industries à hauteur de ~2 pp et du portefeuille de sciences de la vie de Danaher à hauteur de ~3 pp (pour une période de 8 mois).
- Légère dilution de marge par Biological Industries et environ -0,5 pp imputable à l'acquisition du portefeuille de Danaher
- Ratio endettement net / EBITDA courant prévu à environ 0,5 (exercice 2019 : 0,3)

# Hausse sensible du cours des actions



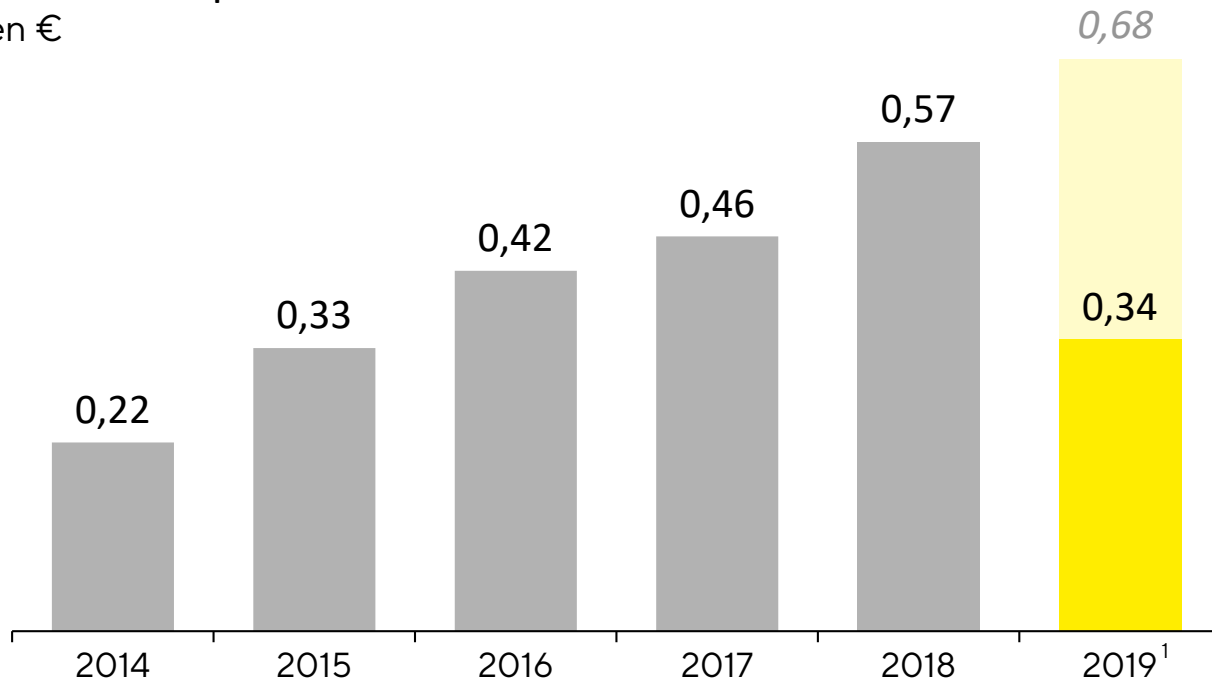
Au 3 juin 2020 ; cours de l'action des principal places boursières respectives; source: Nasdaq

# Proposition de dividende (1)

- Proposition de dividende initiale réajustée face à la pandémie actuelle
- Persistance de risques et d'incertitudes considérables prévue
- Cependant, la situation actuelle pourrait offrir de nouvelles opportunités de renforcement du portefeuille avec des technologies innovantes
- Soutien aux personnes et institutions particulièrement affectées par la pandémie ou contribuant à lutter contre la crise
- Aucun changement général en termes de politique de dividende

## Proposition de dividend (2)

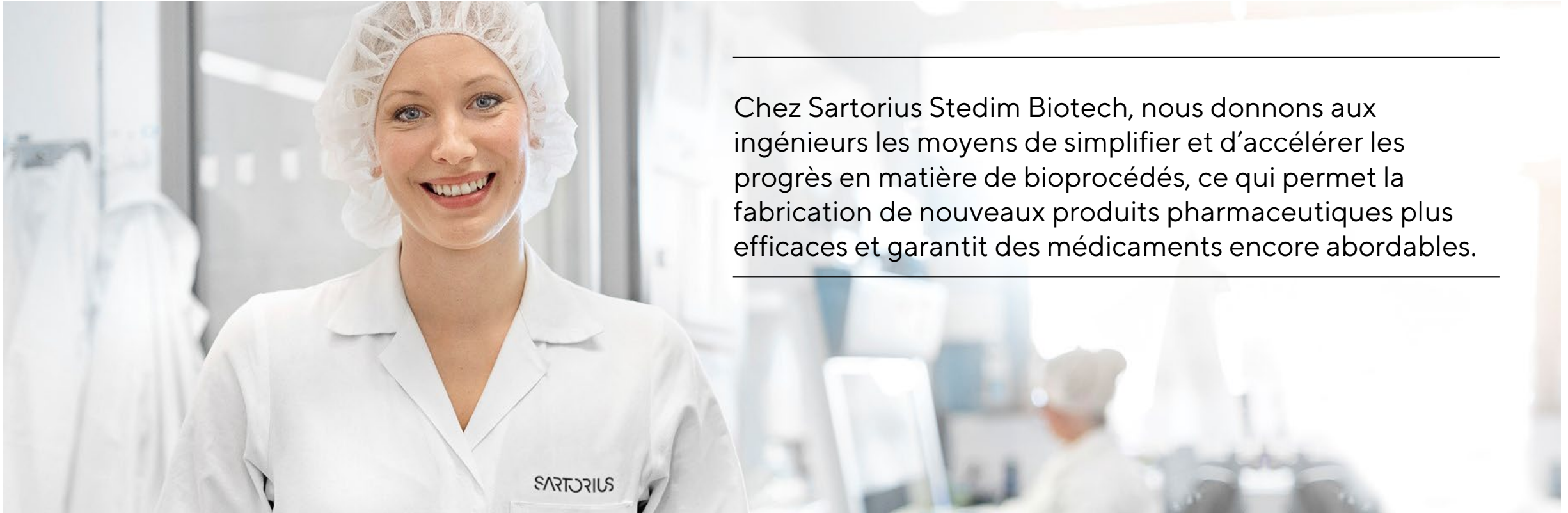
Dividendes par action  
en €



- Montant total distribué de 31,3 M € (2018 ; 52,5 M €), ratio<sup>2</sup> de 11,9% (2018: 24,0%)

Chiffres de 2014-15 ajustés suite à la division d'actions; valeurs arrondies; 1 Soumis à l'approbation de l'Assemblée; 2 Par rapport au résultat net courant

# Nous sommes guidés par une mission claire

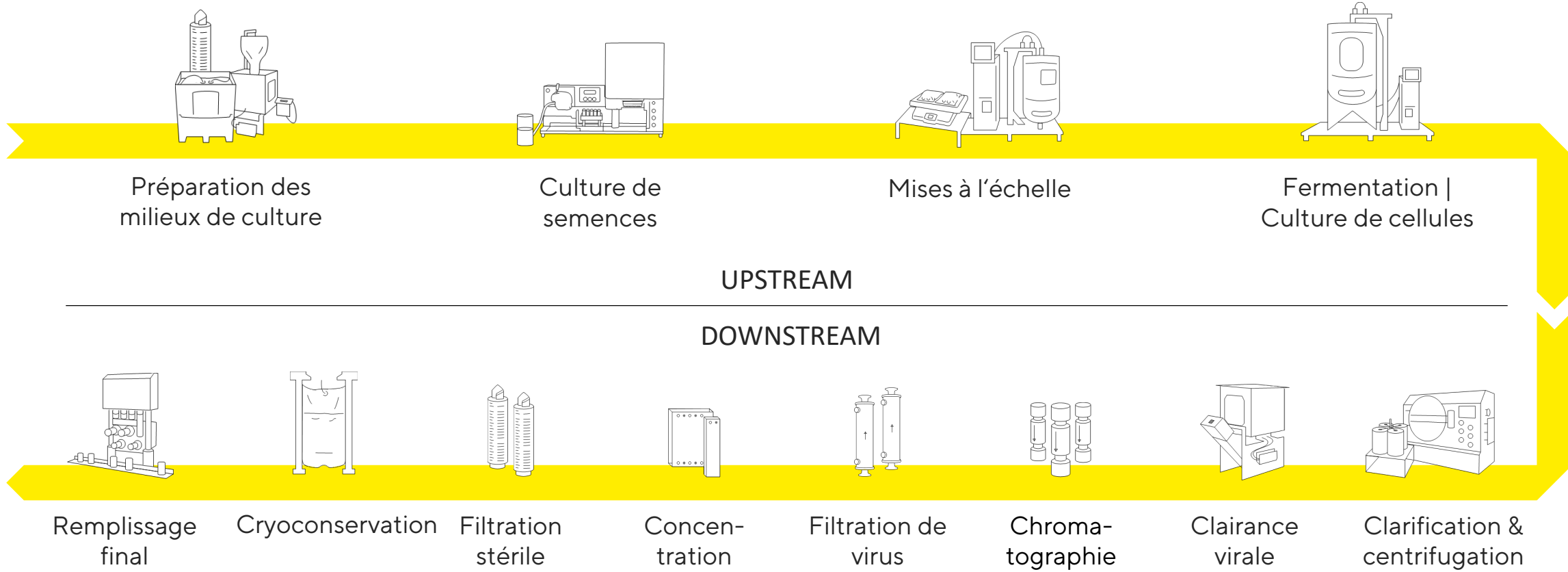


---

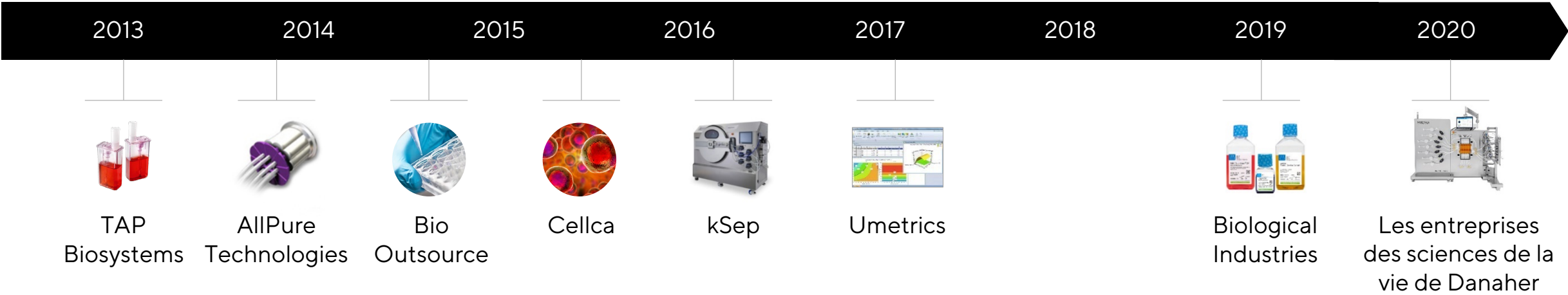
Chez Sartorius Stedim Biotech, nous donnons aux ingénieurs les moyens de simplifier et d'accélérer les progrès en matière de bioprocédés, ce qui permet la fabrication de nouveaux produits pharmaceutiques plus efficaces et garantit des médicaments encore abordables.

---

# Nous couvrons la quasi-totalité de la chaîne de processus biopharmaceutique



# Développement constant du portefeuille à travers des acquisitions complémentaires



# Positionnement fort dans un marché en pleine croissance



Évolution  
démographique  
favorable

**9 milliards** d'humains en  
2050;  
plus de 2 milliards de 60 ans et  
plus



Croissance des  
biosimilaires

**~30%** CAGR pour les ventes  
de biosimilaires 2019 - 2022



Fort pipeline R&D ;  
avancées des thérapies  
cellulaires et génique

Part **>40%** des produits  
biologiques dans le pipelines R&D  
pharmaceutique

**~8%** CAGR  
pour le marché  
biopharmaceutique  
2019 - 2025



# Des innovations extrêmement dynamiques sur le marché biopharmaceutique



Le développement de nouveaux médicaments et vaccins doit être accéléré, notamment avec une automatisation accrue



L'efficacité de la production de biosimilaires et produits biopharmaceutiques « classiques » peut être renforcée



Nouveaux outils et méthodes nécessaires, notamment pour les nouvelles thérapies cellulaires et géniques

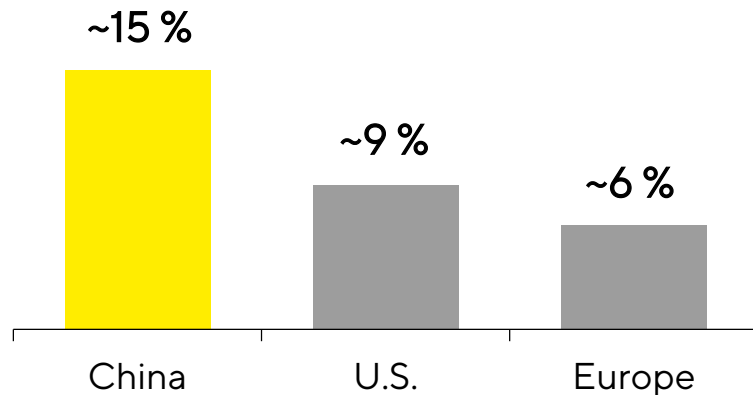


Fabrication de médicaments plus automatisée, intensifiée et ajustable à l'avenir

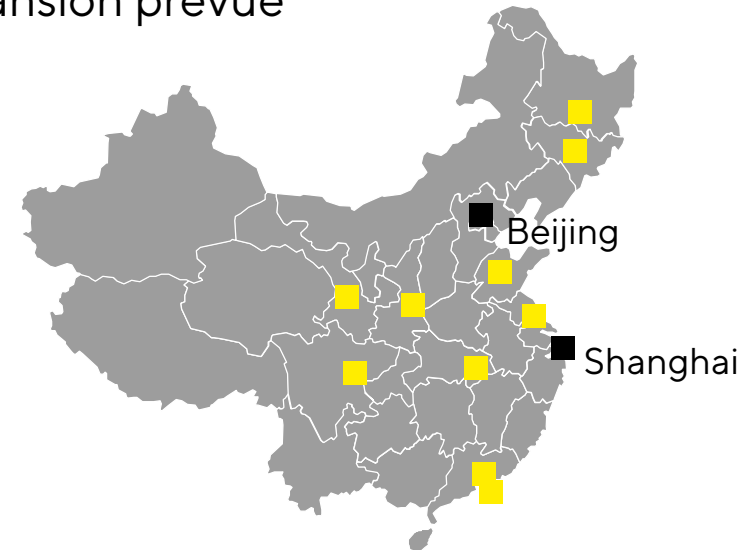
# Un marché chinois de plus en plus important

- Immense potentiel de marché dû à la densité de population et la croissance de la demande moyenne
- Transition rapide de la médecine traditionnelle chinoise à un marché biopharmaceutique innovant

Prévisions de croissance du marché biologique CAGR 2019 à 2023



- Présence locale de longue date de Sartorius Stedim Biotech ; nouvelle expansion prévue



■ Production et ventes  
■ Ventes

# Objectifs et initiatives de Sartorius Stedim Biotech d'ici 2025

## Initiatives stratégiques

### Régions

- Participation à la forte croissance du marché chinois
- Superperformance continue sur le marché phare américain

### Portefeuille

- Ajout d'innovations fortes (outils numériques par ex.)
- Amélioration des capacités de développement de procédés
- Extension des activités à des applications connexes

### Activités

- Accélération des processus grâce au numérique
- Extension de la base de fabrication en Asie

## Objectifs 2025

**~2,8 milliards €**

Chiffres d'affaires

**~ 30%**

Marge d'EBITDA

Les objectifs 2025 sont basés sur les taux de changes de 2017; la croissance non organique porte sur les entreprises acquises à partir de 2018; EBITDA hors éléments non récurrents

Une santé meilleure comme objectif moteur durable;  
nous nous engageons également au sein de plusieurs initiatives durables



### Gestion de produits

Première société de l'industrie à avoir signé le Pacte Plastique Européen.

Stratégie plastique pour optimiser l'usage, l'élimination et le recyclage des polymers.



### Stratégie climatique

A partir de 2021 les principaux sites Européens fonctionneront à l'énergie hydroélectrique- réduisant les émission de CO<sub>2</sub> du Groupe de ~30%.



### Durabilité dans les chaînes d'approvisionnement

Evaluation des performances de durabilité des prestataires pour plus de responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement.

# Sartorius Stedim aiguisé son image de marque

- Le nouveau positionnement de marque reflète nos positionnement et ambition stratégiques
- Révision de l'apparence visuelle et des couleurs de la société
- Nouveau, logo unifié pour Sartorius Stedim et sa société mère Sartorius
- Nouvelle promesse de marque pour résumer notre revendication: Simplifying Progress



# Stratégie ambitieuse et perspectives favorables

- Forte croissance prévue pour 2020, incertitudes liées à la crise de Covid-19
- Accent mis sur l'intégration des parts acquises
- Les objectifs 2020 publiés en 2012 devraient être atteints
- Nouvelle création d'emplois et renforcement des capacités de recherche et production





## Rapports des commissaires aux comptes (point 2)

John Evans, KPMG

SARTORIUS

Présentation des résultats de votes



## Présentation des résultats de votes

### partie ordinaire(1)

No. de résolution	Pour <sup>1</sup>	Contre <sup>1</sup>	
1	99,91%	0,09%	approuvée
2	99,99%	0,01%	approuvée
3	100,00%	0,00%	approuvée

<sup>1</sup> Relatif au nombre de voix présentes

## Présentation des résultats de votes partie ordinaire (2)

No. de résolution	Pour <sup>1</sup>	Contre <sup>1</sup>	
4	14,54%	85,46%	rejetée
5	99,99%	0,01%	approuvée
6	93,52%	6,48%	approuvée
7	92,79%	7,21%	approuvée
8	92,37%	7,63%	approuvée
9	94,47%	5,53%	approuvée
10	100,00%	0,00%	approuvée

<sup>1</sup> Relatif au nombre de voix présentes

## Présentation des résultats de votes

### partie extraordinaire (1)

No. de résolution	Pour <sup>1</sup>	Contre <sup>1</sup>	
11	94,26%	5,74%	approuvée
12	92,01%	7,99%	approuvée
13	92,23%	7,77%	approuvée
14	93,34%	6,66%	approuvée
15	93,62%	6,38%	approuvée
16	95,10%	4,90%	approuvée
17	93,68%	6,32%	approuvée

<sup>1</sup> Relatif au nombre de voix présentes

## Présentation des résultats de vote

# partie extraordinaire (2)

No. de résolution	Pour <sup>1</sup>	Contre <sup>1</sup>	
18	99,30%	0,70%	approuvée
19	94,00%	6,00%	approuvée
20	99,96%	0,04%	approuvée
21	100,00%	0,00%	approuvée

<sup>1</sup> Relatif au nombre de voix présentes

Merci de votre participation

**SARTORIUS**