

# Fiche d'informations

## Profil de l'entreprise

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Avec des solutions intégrées, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité. Établi à Aubagne, en France, Sartorius Stedim Biotech emploie plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 20 pays.

## Investissements clés

- 1 Focalisation claire sur le secteur attractif de la biopharmacie
- 2 Moteurs de croissance à long terme et freins importants à l'entrée sur le marché
- 3 Leadership dans des technologies stratégiques et marque reconnue
- 4 Alliances et acquisitions couronnées de succès et forte présence dans des régions en pleine croissance
- 5 Performance qui a fait ses preuves avec des alliances et des acquisitions

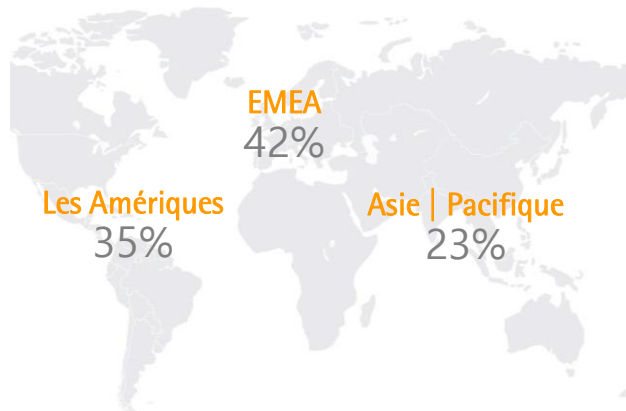
## Chiffres clés

En millions d'euros sauf indications particulières

	2018	2017 <sup>1)</sup>	Δ in %	2016	2015
Prises de commandes (variation à taux de change constant)	1 212,2	1 081,0	+13,7	1 051,6	884,3
Chiffre d'affaires (variation à taux de change constant)	1 307,3	1 162,3	+14,2	1 080,8	946,4
EBITDA courant <sup>2)</sup>	342,4	294,9	+16,1	288,7	231,3
EBITDA courant <sup>2)</sup> en % du chiffre d'affaires	28,2	27,3		27,5	26,2
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle <sup>3)</sup>	219,3	180,4	+21,5	176,6	139,3
Résultat net courant par action <sup>3)</sup> en €	2,38	1,96	+21,5	1,92	1,51
Pourcentage de capitaux propres en %	66,5	62,6		63,9	60,7
Ratio endettement net   EBITDA courant <sup>2)</sup>	0,4	0,4		0,2	0,4

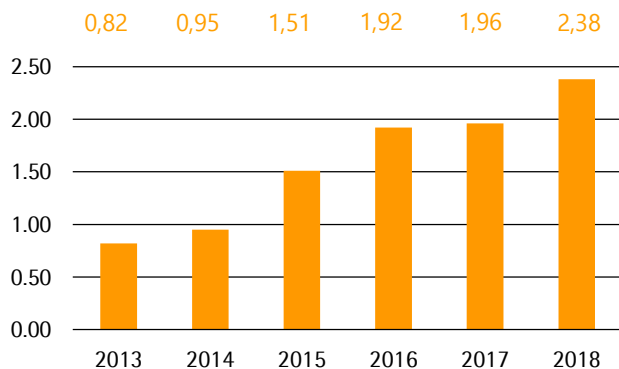
<sup>1)</sup> Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition d'Umetrics <sup>2)</sup> EBITDA courant=résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents. <sup>3)</sup> Résultat net courant=résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissement et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés.

## Chiffre d'affaires par région en 2018



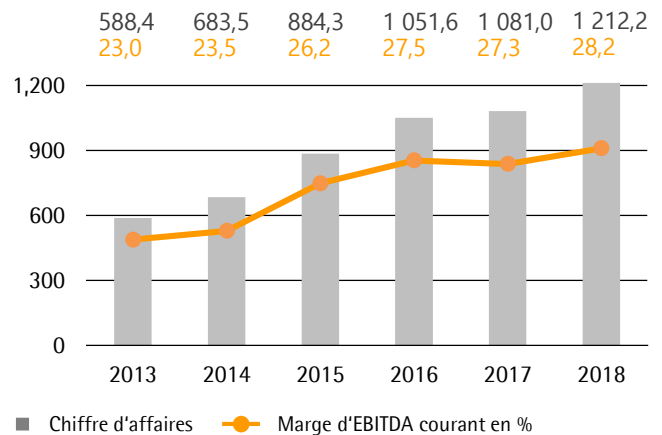
EMEA = Europe | Moyen-Orient | Afrique

## Résultat net courant par action<sup>1)</sup> en €



<sup>1)</sup> Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissement et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés ; Exercices 2013 à 2015 ajusté suite à la division de l'action.

## Développement du chiffre d'affaires et du bénéfice



## Objectifs<sup>1)</sup>

	2018	2019
Croissance du chiffre d'affaires	13,7%	~ 7% -11%
Marge d'EBITDA courant <sup>2)</sup>	28,2%	un peu plus de +1 pp
Taux d'investissements	14,6%	~ 11%

<sup>1)</sup> A taux de change constant <sup>2)</sup> Courant = Corrigé des éléments non récurrents

## Stratégie

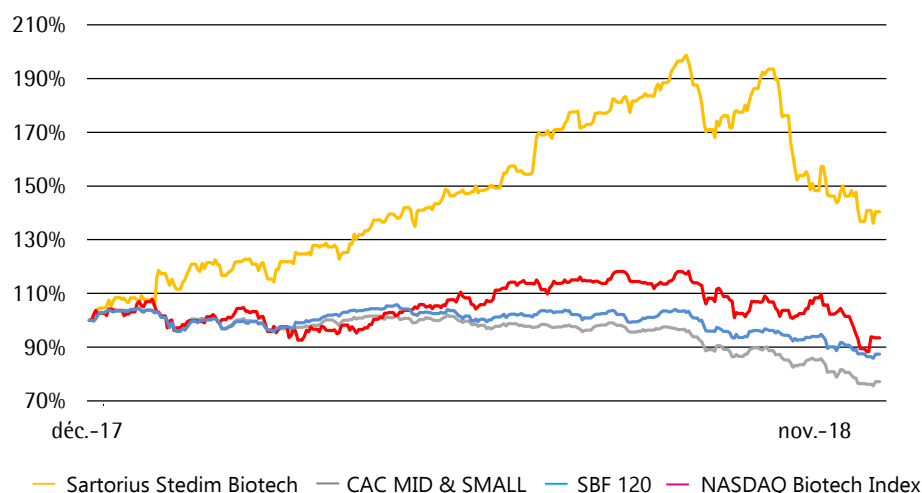
- Positionné comme un fournisseur de solutions globales pour le secteur biopharmaceutique avec un portefeuille de produits couvrant presque toutes les phases des procédés de production des clients
- Positions de leader mondial sur des plateformes technologiques clés ; par exemple : la filtration, la gestion des fluides, la fermentation et la chromatographie sur membrane
- Dispose du plus vaste portefeuille de technologies à usage unique, tels que les filtres, les poches et les milieux de cultures cellulaires
- Objectifs sur le plan géographique: gagner des parts de marchés en Amérique du Nord et capitaliser sur notre développement commercial soutenu en Asie
- Croissance continue en réalisant des acquisitions et des alliances complémentaires

## Caractéristiques de l'action

Ticker symbol : DIM  
 Ticker symbol Bloomberg : DIM:FP  
 Ticker symbol Reuters : STDM.P  
 ISIN : FR0013154002  
 Gestionnaire du compte de liquidité : Gilbert Dupont  
 Place de cotation : Euronext Paris  
 Segment de marché : Local Securities – Compartiment A (Large Caps)  
 Indices : SBF 250, SBF 120, CAC ALL SHARES, CAC MID & SMALL, CAC SMALL, CAC HEALTH CARE

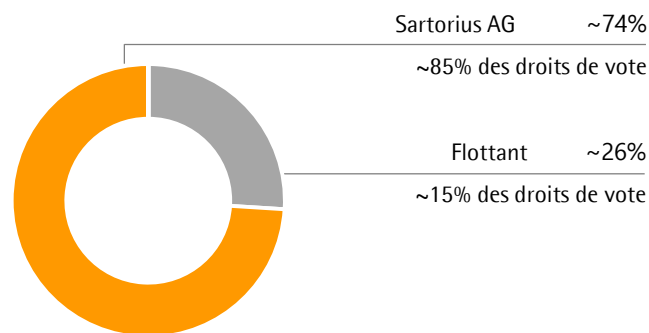
## L'action Sartorius Stedim Biotech (indexé)

du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018



## Structure de l'actionnariat

au 31 décembre 2018



## Calendrier financier

- 26 mars, 2019 : Assemblée générale annuelle des actionnaires in Aubagne
- 18 Avril, 2019 : Information trimestrielle janvier à mars 2019
- 19 Juillet, 2019 : Rapport financier semestriel janvier à juin 2019
- 22 octobre, 2019 : Information trimestrielle janvier à septembre 2019

## Avis de non-responsabilité:

La fiche d'informations contient des données financières concernant la performance future du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données financières sont réalistes, nous ne pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peut amener les résultats de la société à diverger significativement des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée. La fiche d'informations peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.

## Contacts

Petra Kirchhoff | Chef de  
 Communication Groupe  
 Tél. : +49.551.308.1686  
 petra.kirchhoff@sartorius.com

Ben Orzelek | Chef de  
 Relations Investisseurs  
 Tél. : +49.551.308.1668  
 ben.orzelek@sartorius.com