

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 6 900 collaborateurs dans plus de 20 pays.

Investment Highlights

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

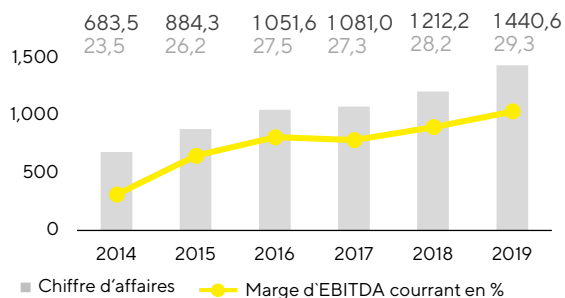
Chiffres clés

En millions d'euros sauf indications particulières

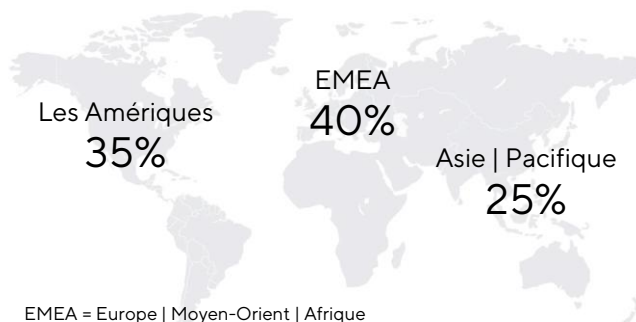
	9M 2020	9M 2019	Δ in %	2019	2018
Prises de commandes (variation à taux de change constant)	1 379,4	1 076,7	+29,2	1 440,6	1 212,2
Chiffre d'affaires (variation à taux de change constant)	1 637,9	1 147,1	+43,9	1 543,5	1 307,3
EBITDA courant ¹	434,7	312,3	+39,2	421,5	342,4
EBITDA courant ¹ en % du chiffre d'affaires	31,5	29,0		29,3	28,2
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle ²	278,1	198,1	+40,4	263,0	219,3
Résultat net courant par action ² en €	3,02	2,15	+40,4	2,85	2,38
Pourcentage de capitaux propres en %	58,3	66,4		64,4	66,5
Ratio endettement net EBITDA courant ¹	0,3	0,3		0,3	0,4

1 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents. 2 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.

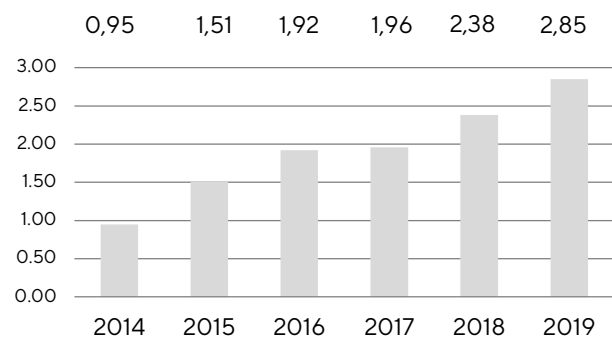
Développement du chiffre d'affaires et du bénéfice



Chiffre d'affaires par région en 2019



Résultat net courant par action¹ en €



1 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 2014 à 2015 ajusté suite à la division de l'action.

Objectifs 2020

	Exercice 2019	Exercice 2020 ¹
Croissance du chiffre d'affaires	17,0% ¹	Haut de la fourchette ou légèrement au-dessus ~ 26% - 30%
Marge d'EBITDA courant	29,3%	~32,0%
Ratio d'investissements	9,4%	~8%

1 À taux de change constant

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

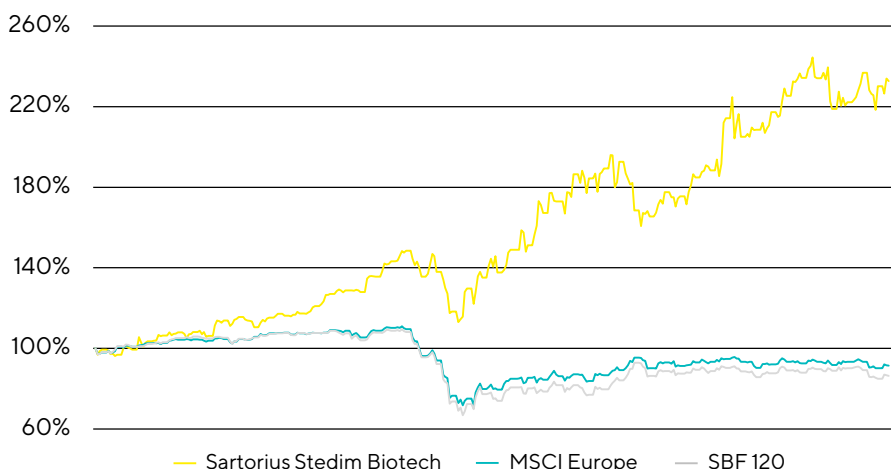
Segment de marché: Local Securities –
Compartement A (Large Caps)

Indices:

- SBF 120
- CAC Next 20
- CAC Large 60
- CAC HEALTH CARE
- STOXX Europe 600
- MSCI France

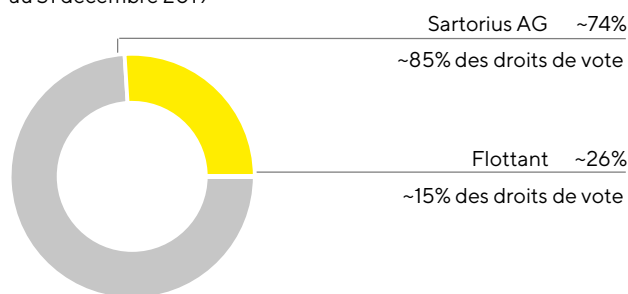
L'action Sartorius Stedim Biotech (indexé)

du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020



Structure de l'actionnariat

au 31 décembre 2019



Calendrier financier

27 janvier 2021
Publication des résultats préliminaires pour l'année 2020

24 mars 2021
Assemblée générale annuelle des actionnaires à Aubagne

21 avril 2021
Information trimestrielle janvier à mars 2021

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. Le fiche d'informations peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.

Contact

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

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