

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 environ 10 400 collaborateurs dans plus de 25 pays.

Investment Highlights

1. Accent mis sur le marché des produits biopharmaceutiques à forte croissance
2. Portefeuille de produits large et différencié
3. Forte implantation mondiale
4. Part élevée de revenus récurrents ; importantes barrières aux entrées sur le marché
5. Expérience reconnue en matière d'alliances et d'acquisitions
6. Continuité élevée par rapport à la clientèle, aux employés et à la direction

Chiffres clés

En millions d'euros sauf indications particulières

	S1 2024	Δ in %	S1 2023	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (% variation à taux de change constant)	1 373,2	-1,2	1 401,8	2 775,5	3 492,7	2 887,0
Prises de commandes ¹ (% variation à taux de change constant)	1 260,5	+11,2	1 142,3	2 476,1	3 314,8	3 664,4
EBITDA courant ²	387,3	-6,8	415,7	785,4	1 221,4	1 033,4
Marge d'EBITDA courant ² en %	28,2	-1,5 pp	29,7	28,3	35,0	35,8
Résultat net courant ³	164,8	-31,8	241,5	385,9	796,6	687,8
Résultat net courant par action ³ en €	1,71	-34,7	2,62	4,19	8,64	7,46
Pourcentage de capitaux propres ⁴ en %	48,6	-1,6pp	50,2	34,5	49,6	43,9
Ratio endettement net EBITDA courant ⁵	3,3	-	1,2	4,5	0,8	0,4

1 Toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré.

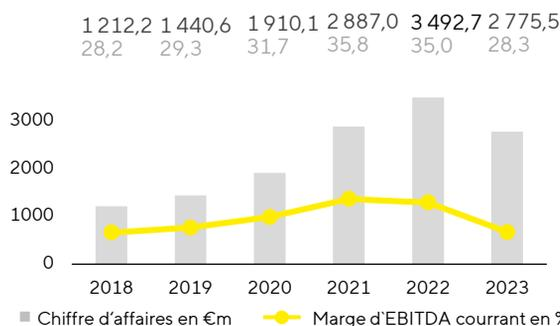
2 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents..

3 Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés.

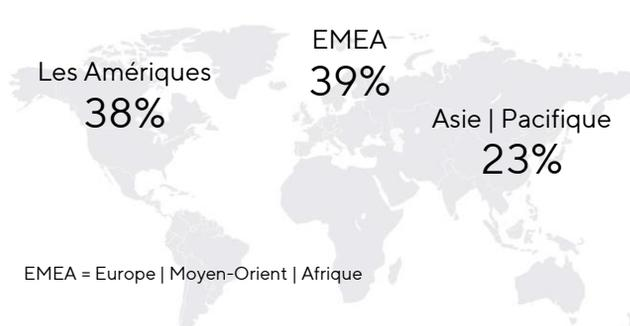
4 Rapport des capitaux propres sur le total bilan

5 Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période.

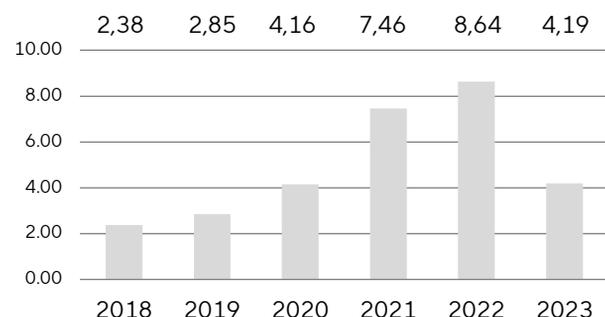
Développement du chiffre d'affaires et du bénéfice



Chiffre d'affaires par région en 2023



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

Objectifs 2024

	Exercice 2023	Exercice 2024 ¹
Croissance du chiffre d'affaires ²	-18,6%	reste au niveau de l'année précédente, une fourchette d'évolution du chiffre d'affaires comprise entre un pourcentage négatif faible à un chiffre et un pourcentage positif faible à un chiffre
Marge d'EBITDA courant	28,3%	27 à 29 %
Ratio d'investissements	17,1%	~12,0%

1 À partir du 18 juillet 2024; 2 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

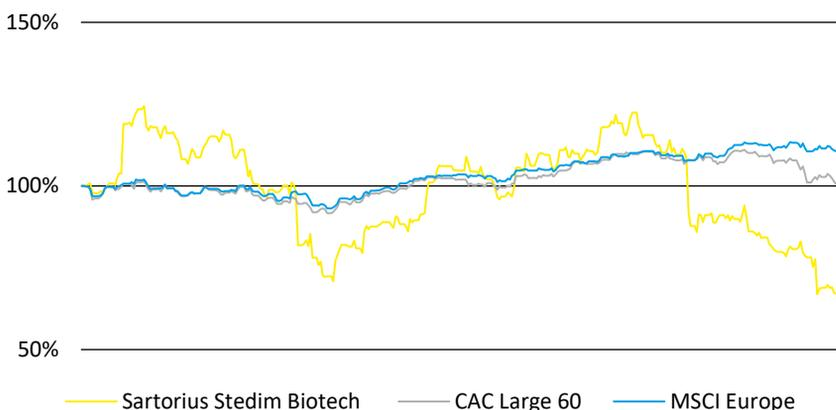
Segment de marché: Local Securities –
Compartement A (Large Caps)

Indices:

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

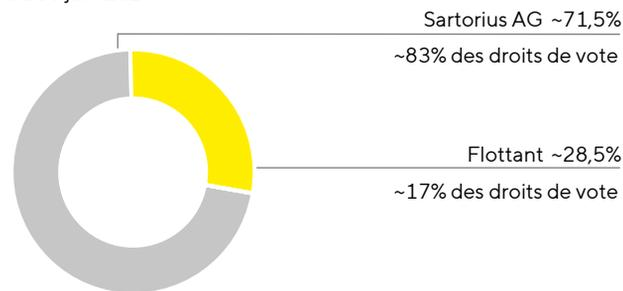
L'action Sartorius Stedim Biotech (indexé)

du 1 juillet 2023 au 30 juin 2024



Structure de l'actionnariat

au 30 juin 2024



Calendrier financier

17 octobre 2024

Information trimestrielle janvier à septembre 2024

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

Petra Müller
Chef de Relations Investisseurs
Tél.: +49.551.308.6035
Email: petra.mueller2@sartorius.com