

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 10 600 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	T1 2024	Δ in %	T1 2023	2023	2022	2021
En millions d'euros sauf indications particulières						
Chiffre d'affaires (% variation à taux de change constant)	666,9	-6,7	726,1	2 775,5	3 492,7	2 887,0
Prises de commandes ¹ (% variation à taux de change constant)	676,3	13,9	601,3	2 476,1	3 314,8	3 664,4
EBITDA courant ²	191,0	-13,2	220,1	785,4	1 221,4	1 033,4
Marge d'EBITDA courant ² en %	28,6	-1,7pp	30,3	28,3	35,0	35,8
Résultat net courant ³	84,1	-36,0	131,4	385,9	796,6	687,8
Résultat net courant par action ³ en €	0,86	-39,4	1,43	4,19	8,64	7,46
Pourcentage de capitaux propres ⁴ en %	45,8	-2,2pp	48,2	34,5	49,6	43,9
Ratio endettement net EBITDA courant ⁵	3,3	-	1,1	4,5	0,8	0,4

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

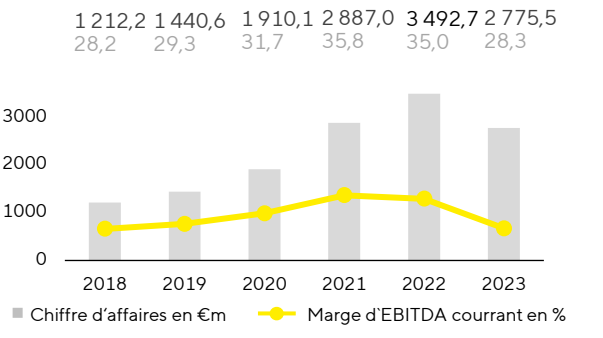
2 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents..

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.

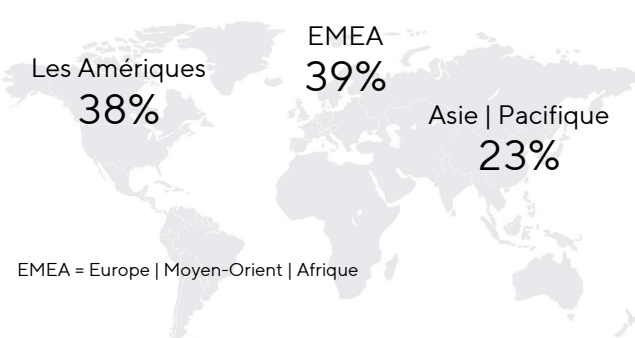
4 Rapport des capitaux propres sur le total bilan

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.

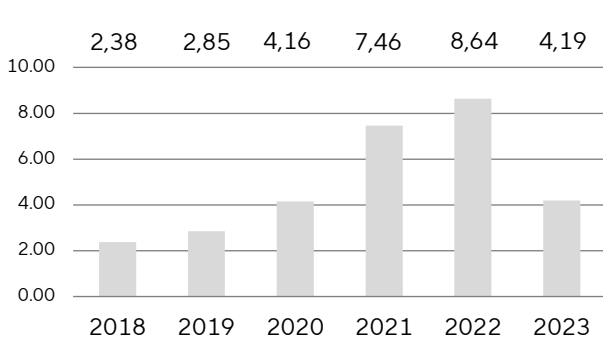
Développement du chiffre d'affaires et du bénéfice



Chiffre d'affaires par région en 2023



Résultat net courant par action¹ en €



Objectifs 2024

	Exercice 2023	Exercice 2024
Croissance du chiffre d'affaires ¹	-18,6%	pourcentage à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure
Marge d'EBITDA courant	28,3%	plus de 30%
Ratio d'investissements	17,1%	~13,0%

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

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

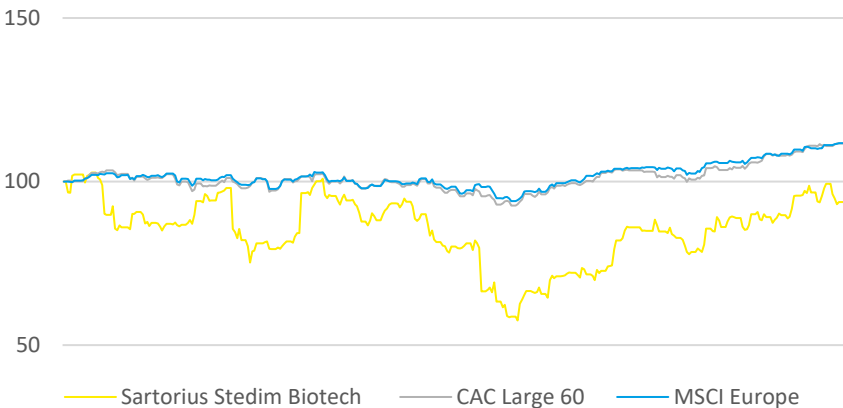
Caractéristiques de l'action

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

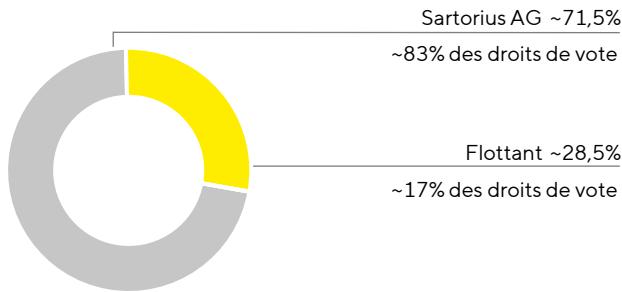
L'action Sartorius Stedim Biotech (indexé)

du 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Structure de l'actionnariat

au 31 mars 2024



Calendrier financier

19 juillet 2024
Rapport financier semestriel janvier à juin 2024
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