

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 9 900 collaborateurs dans plus de 30 pays.

Investment Highlights

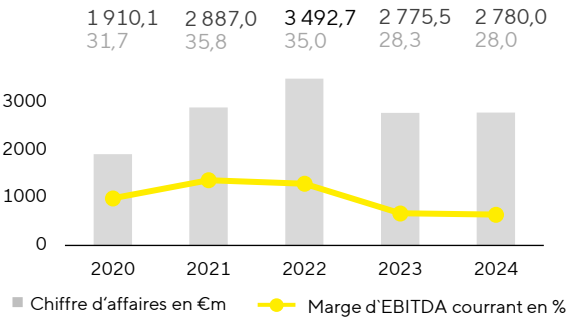
- 1. Accent mis sur le marché des produits biopharmaceutiques à forte croissance
- 2. Portefeuille de produits large et différencié
- 3. Forte implantation mondiale
- 4. Part élevée de revenus récurrents ; importantes barrières aux entrées sur le marché
- 5. Expérience reconnue en matière d'alliances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

Chiffres clés	9M 2025	Δ in %	9M 2024	2024	2023	2022
En millions d'euros sauf indications particulières						
Chiffre d'affaires (% variation à taux de change constant)	2 195,3	+10,2	2 028,7	2 780,0	2 775,5	3 492,7
EBITDA courant ¹	683,1	+21,0	564,7	779,0	785,4	1 221,4
Marge d'EBITDA courant ¹ en %	31,1	+3,3Pp	27,8	28,0	28,3	35,0
Résultat net courant ²	319,5	+34,3	238,0	337,5	385,9	796,6
Résultat net courant par action ² en €	3,28	+33,3	2,46	3,49	4,19	8,64
Pourcentage de capitaux propres ³ en %	51,7	+2,4Pp	49,3	48,7	34,6	49,6
Ratio endettement net EBITDA courant ^{1,4}	2,5	-	3,1 ⁵	2,8	4,5 ⁵	0,8 ⁵

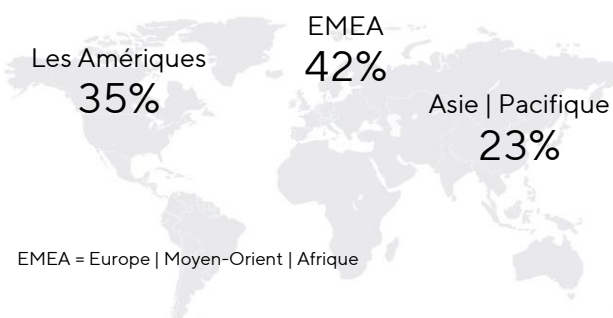
1 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents; 2 Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés.; 3 Rapport des capitaux propres sur le total bilan; 4 Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois; 5 Y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité

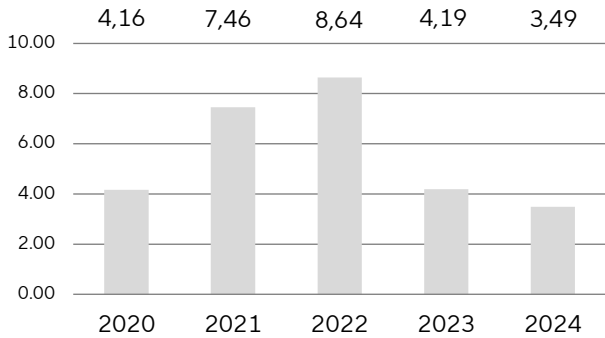
Développement du chiffre d'affaires et du bénéfice



Chiffre d'affaires par région en 2024



Résultat net courant par action¹ en €



Prévisions spécifiques pour l'exercice 2025

	Exercice 2025 ¹
Croissance du chiffre d'affaires ²	+ ~9%
Marge d'EBITDA courant ³	~31%
Investissements en % de chiffre d'affaires	~13% (inchangé)
Ratio endettement net EBITDA courant ^{3,4}	environ 2,5 (inchangé)

1 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. Croissance organique à taux de change constant ; 2 Effet des surtaxes tarifaires compris : augmentation d'environ 1 % du chiffre d'affaires ; dilution de la marge technique d'environ 50 points de base ; 3 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents. 4 Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois

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

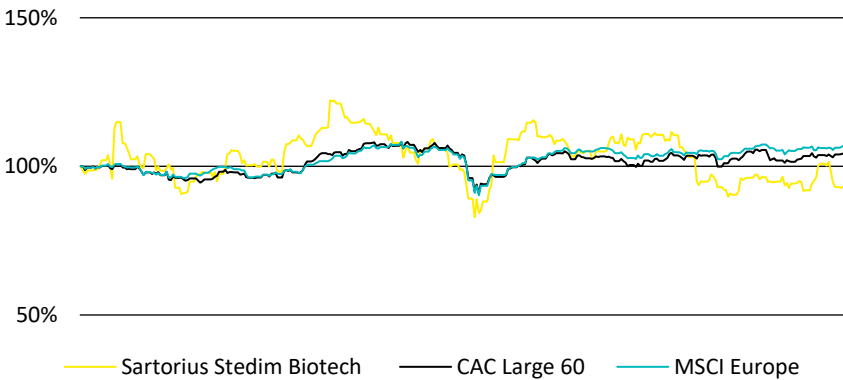
Caractéristiques de l'action

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

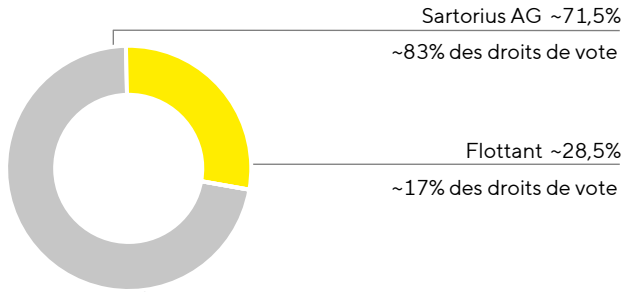
L'action Sartorius Stedim Biotech (indexé)

du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2025



Structure de l'actionnariat

au 30 septembre 2025



Calendrier financier

mars 24, 2026
Assemblée générale annuelle des actionnaires à
Aubagne

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