

Aubagne, France | 17 mars 2026

Sartorius Stedim Biotech affine sa stratégie en mettant l'accent sur le secteur biopharmaceutique et fixe de nouveaux objectifs de croissance à moyen terme

- Renforcement de sa position de leader auprès des clients du secteur biopharmaceutique sur les marchés de croissance prometteurs
- Consolidation de son avantage concurrentiel en misant sur son portefeuille de produits phares à forte croissance et à marge élevée, ainsi que sur des activités émergentes
- Nouveaux objectifs ambitieux à moyen terme, qui fixent une trajectoire claire vers une croissance rentable soutenue supérieure à celle du marché

Sartorius Stedim Biotech, l'un des principaux fournisseurs de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques, renforce son orientation stratégique vers les clients du secteur biopharmaceutique, et a présenté sa stratégie actualisée et ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme avant la Journée des marchés de capitaux qui se tient aujourd'hui, en définissant une trajectoire claire pour une croissance soutenue supérieure à celle du marché.

« La résilience de notre modèle commercial et notre forte capacité d'exécution ces dernières années sont un excellent point de départ à la prochaine phase de croissance », déclare le Dr René Fáber, PDG de Sartorius Stedim Biotech. « L'industrie biopharmaceutique est confrontée à des exigences croissantes en termes d'efficacité, d'évolutivité et de fiabilité. Notre ambition est d'y répondre encore mieux que nous ne le faisons déjà, en renforçant notre position de leadership dans les principales technologies de bioprocédés et en développant des plateformes de croissance future dans des domaines tels que les thérapies avancées et l'analyse des procédés. Grâce à cette stratégie, nous entendons continuer à surperformer nos marchés et à créer de la valeur à long terme de la même manière pour nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, nos salariés et nos actionnaires. »

La stratégie affinée de Sartorius Stedim Biotech reflète les évolutions clés de l'ensemble de l'industrie biopharmaceutique. Les produits biologiques représentent une part croissante des pipelines, des autorisations et des volumes de production. En 2025, le chiffre d'affaires du secteur biopharmaceutique au niveau mondial a dépassé celui des thérapies traditionnelles pour la première fois, et devrait atteindre environ 57 % des ventes du secteur pharmaceutique au niveau mondial d'ici à 2030. Dans le même temps, l'industrie devient plus complexe, sous l'effet de l'émergence de nouvelles modalités et de pressions croissantes sur les coûts des systèmes de santé.

Initiatives stratégiques : faire évoluer le portefeuille de produits, l'expérience client et l'efficacité

Pour poursuivre sa forte dynamique de croissance et continuer à renforcer sa position établie sur le marché dans cet environnement en pleine évolution, Sartorius Stedim Biotech a défini un ensemble d'initiatives stratégiques.

En ce qui concerne son portefeuille de produits, l'objectif du groupe est de consolider son cœur d'activité en renforçant sa position de leader sur les applications critiques dans l'intensification des procédés, les technologies à usage unique et l'analyse. De plus, Sartorius Stedim Biotech prévoit de poursuivre le développement de certaines activités émergentes, notamment les technologies d'analyse des procédés ainsi que les offres de solutions de thérapies avancées : un marché à la croissance dynamique pour lequel l'innovation continue est particulièrement essentielle.

Au-delà de son portefeuille de produits, Sartorius Stedim Biotech répond à l'évolution des attentes au sein de l'industrie biopharmaceutique, notamment en matière de réduction des délais, de fiabilité des livraisons et de simplification des interactions. Dans cette optique, le groupe place plus que jamais ses clients au centre de ses actions, tout en améliorant systématiquement son efficacité opérationnelle via la performance de sa chaîne d'approvisionnement, la qualité de ses produits et la performance de ses services.

Ambition à moyen terme : une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché et une augmentation des marges

Sur la base de son évaluation de l'évolution future du marché, Sartorius Stedim Biotech prévoit une croissance du marché des bioprocédés à un rythme d'environ 8 à 10 % par an à moyen terme. Dans ce contexte, et en s'appuyant sur sa position de leader du marché ainsi que sur sa stratégie ciblée, Sartorius Stedim Biotech a présenté une nouvelle ambition à moyen terme pour la période à partir de 2027. Selon la direction, qui cible une croissance organique du chiffre d'affaires de 9 à 12 % par an à taux de change constants, le groupe devrait systématiquement progresser plus vite que son marché, d'environ 100 à 200 points de base par an. Parallèlement, Sartorius Stedim Biotech entend poursuivre l'amélioration de sa rentabilité : la marge d'EBITDA courant¹ devrait augmenter d'environ 60 à 85 points de base par an, portée par un levier d'exploitation, des améliorations opérationnelles et une part croissante de consommables à forte marge.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces mesures sont déterminées dans le but d'améliorer la comparabilité des performances de l'entreprise dans le temps et au sein de l'industrie.

- Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l'impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente.
- EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

2 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l'exactitude du présent communiqué. Le communiqué de presse original en langue française est la version faisant foi.

Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à

l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, ainsi que les conditions-cadres de la politique commerciale, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

Informations supplémentaires

[Sartorius Stedim Biotech Capital Markets Day](#)

Agenda financier

24 mars 2026	Assemblée générale annuelle
23 avril 2026	Publication des chiffres trimestriels (janvier à mars 2026)
23 juillet 2026	Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2026)
22 octobre 2026	Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2026)

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière sûre, rapide et durable. Sartorius Stedim Biotech S.A. est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. Actuellement, plus de 10 200 personnes travaillent pour ses clients à travers le monde.

Rendez-vous sur notre page [actualités](#) et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

Contact

Leona Malorny
Responsable de la communication externe
+49 551 308 4067
leona.malorny@sartorius.com