

SARTORIUS

Assemblée générale mixte des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech

SARTORIUS

Ouverture de la séance

M. Michael Grosse, Président du Conseil d'administration

Michael Grosse :

Ratification de la cooptation en qualité d'Administrateur

Expérience professionnelle

Plus de 20 années d'expérience à des postes de direction et d'administrateur dans le secteur de l'emballage pour les industries pharmaceutique et alimentaire

Formation

- Docteur-Ingénieur / PhD, Génie mécanique
- Ingénieur diplômé / Master, Génie mécanique
- Administration et gestion d'entreprise

Compétences clés

- Développement stratégiques, gestion de portefeuille, fusions-acquisitions (M&A)
- Développement technologique et développement de produits
- Ressources humaines et IT



Année de naissance : 1967

Nationalité : Allemande

Agenda

01 Assemblée générale ordinaire des actionnaires

- Lecture des rapports du conseil d'administration
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes
- Résolutions n° 1 à 12

02 Assemblée générale extraordinaire

- Lecture du rapport du conseil d'administration
- Lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes
- Résolutions n° 13 à 15

SARTORIUS

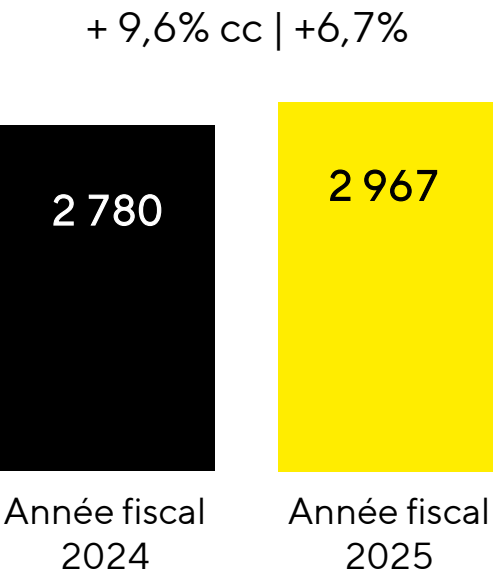
Rapport du Directeur Général

M. René Fáber

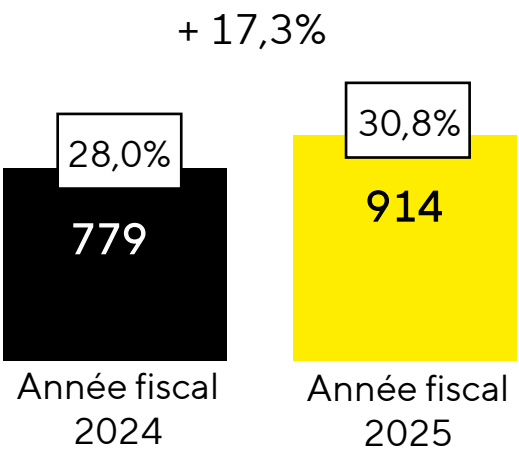
Sartorius confirme sa trajectoire
de croissance rentable

Une forte croissance rentable soutenue par la demande en consommables

Chiffre d'affaires | En millions €

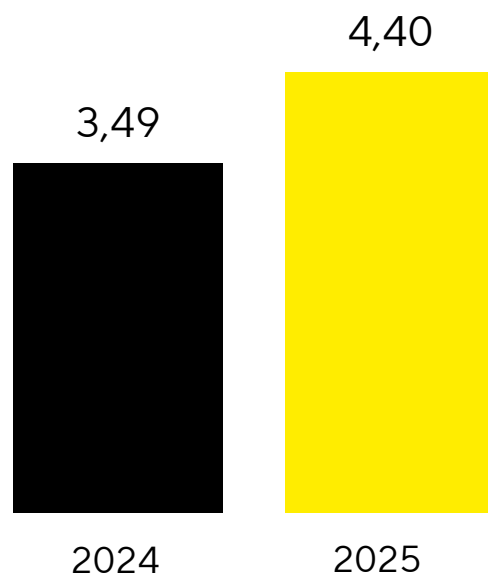


UI. EBITDA & marge | En millions €

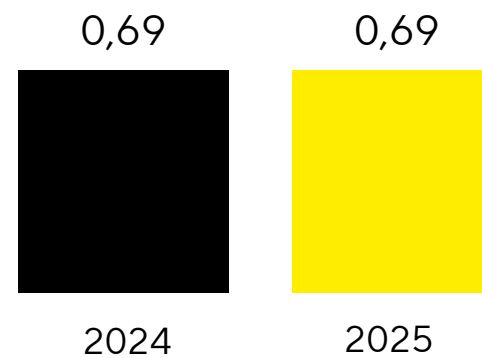


Proposition de dividende

Résultat courant par action en €



Dividende par action en €



Des investissements continus au service de l'innovation, de la croissance et de la pérennité



Songdo, Corée du Sud
Consommables stériles, laboratoires

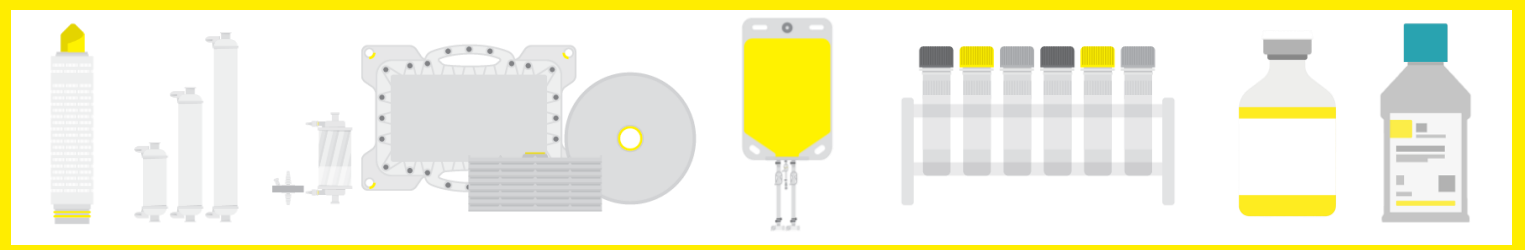
Aubagne, France
Poches stériles à usage unique, bureaux

Bielefeld, Allemagne
Milieux de culture cellulaire

Göttingen, Allemagne
Membranes et filtres

Freiburg, Allemagne
Composants pour culture cellulaire

393 millions € | **13,3 %**
Investissements | Taux
d'investissements



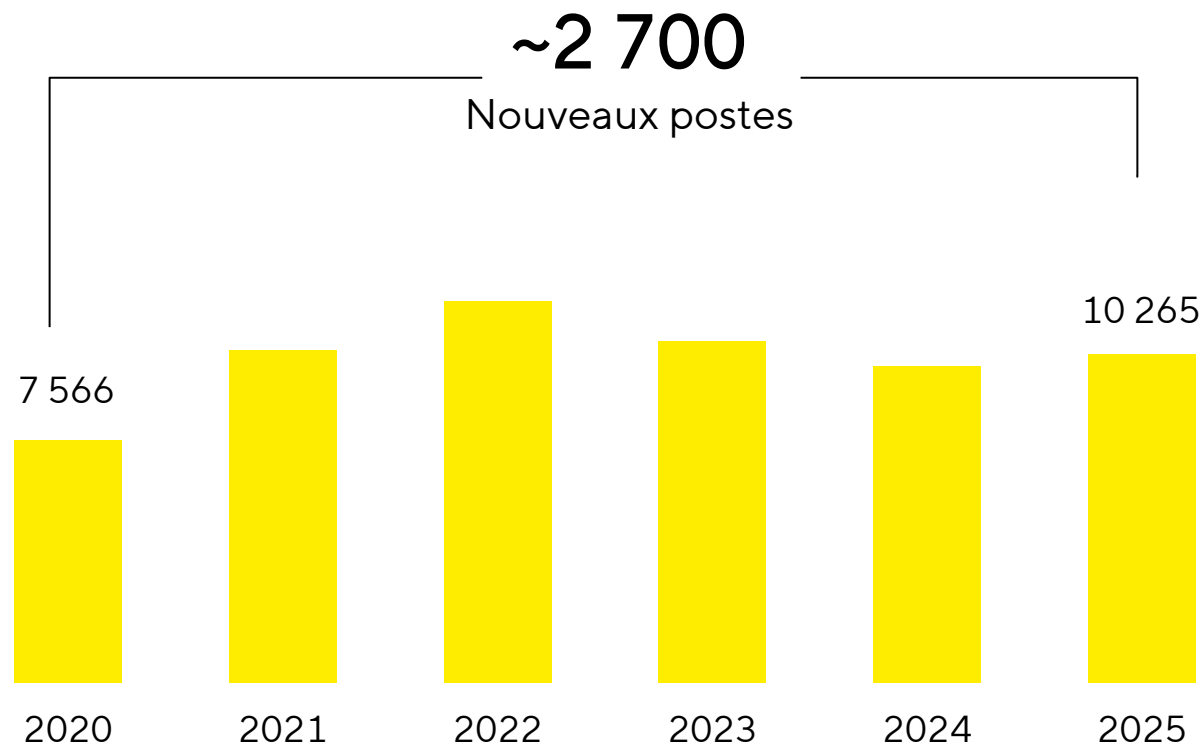
Les certifications en matière de développement durable favorisent l'utilisation de matériaux renouvelables et ouvrent la voie à des produits plus durables



Certification ISCC PLUS pour quatre sites

- Le réseau de production certifié comprend les sites de Göttingen (Allemagne), Aubagne (France), M'Hamdia (Tunisie) et Stonehouse (Royaume-Uni)
- Le recours à des matières premières bio-circulaires réduit significativement la part des plastiques d'origine fossile
- L'offre produits inclut désormais des poches à usage unique, des filtres et des bioréacteurs à l'échelle du laboratoire
- La certification d'autres sites est planifiée.

Une équipe ambitieuse de plus de 10 250 collaborateurs



96

Nationalités

54 %

ont moins de 40 ans

74 %

Recrutements au sein de l'entreprise

35 %

Femmes dans le management

Le socle de notre développement

Ancrés dans notre raison d'être – Déterminés à façonner l'avenir

Notre raison d'être

Une meilleure santé pour un plus grand nombre.



Notre Mission

Nous donnons à nos clients du secteur biopharmaceutique les moyens d'accélérer le développement des médicaments et d'améliorer l'efficacité de leur production, afin de favoriser de meilleures thérapies et de rendre les traitements plus abordables.



Notre Promesse

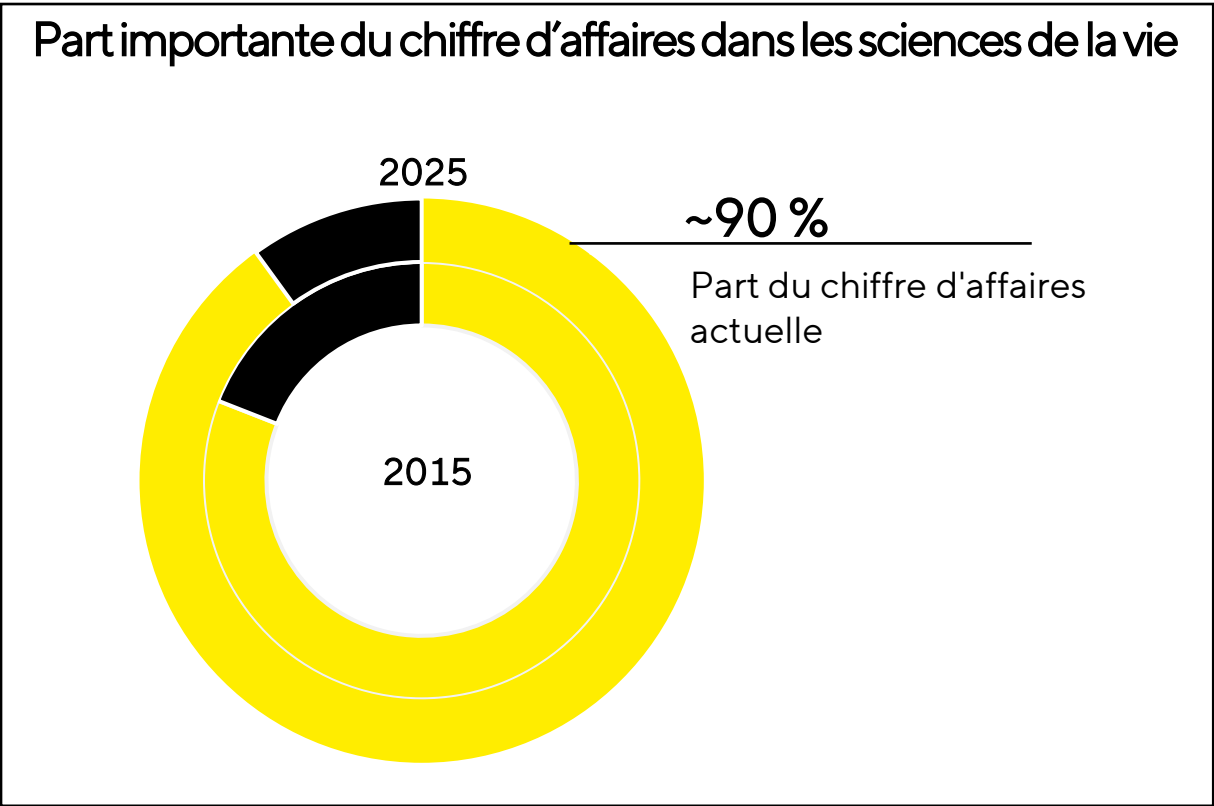
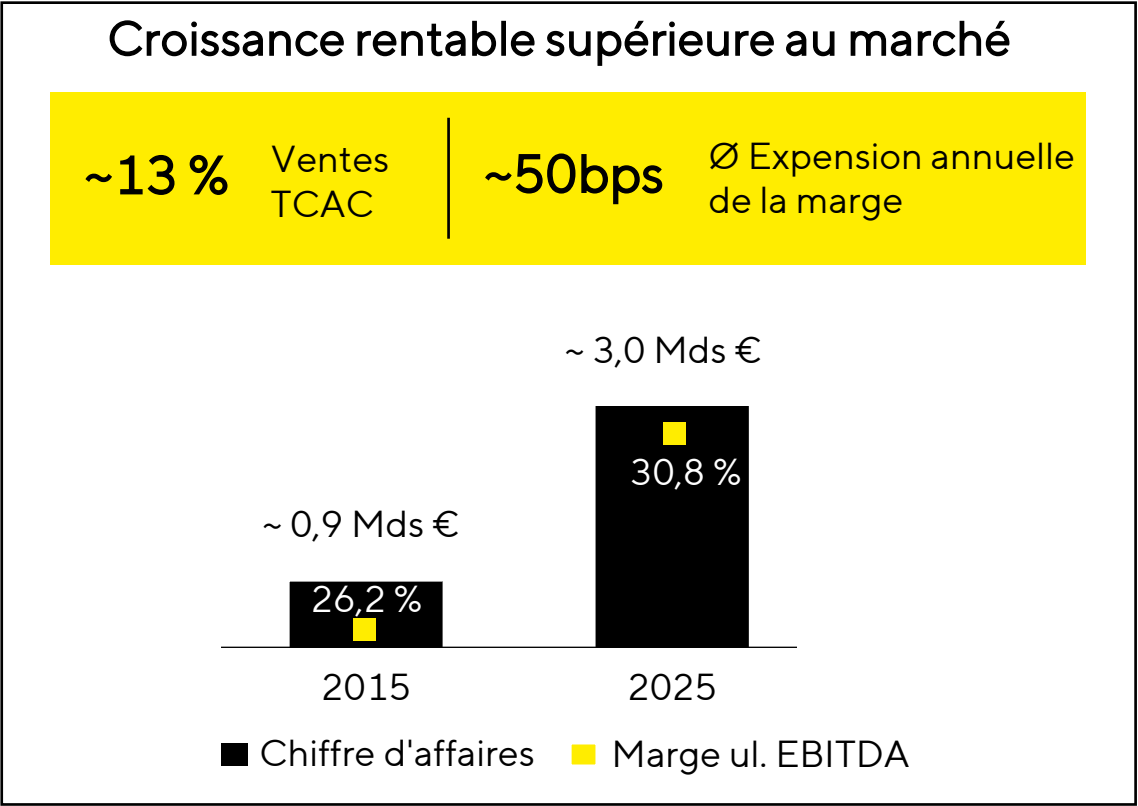
Simplifying Progress



Un acteur de référence dans les biomédicaments, avec des atouts uniques dans le domaine des technologies à usage unique

 Orientation assumée vers le secteur biopharmaceutique	Un portefeuille de bout en bout hautement différencié ; des positions de leader sur le marché
 Savoir faire unique	Une expertise scientifique, applicative et réglementaire approfondie
 Partenaire de confiance	Une qualité supérieure et constante, et un support technique mondial
 Présence mondiale	Une présence forte dans toutes les régions, des chaînes d'approvisionnement résilientes mondial
 Partenariats durables	En collaboration avec des instituts de recherche scientifique, des universités et des clients

Un profil d'entreprise prometteur sur une perspective de dix ans



Une plateforme évolutive à usage unique pour une production biopharmaceutique efficace



Notre ambition
Des bioprocédés plus
efficaces



Solutions intégrées et évolutives pour toutes les modalités biopharmaceutiques ; leader du marché des technologies à usage unique



Concevoir des processus sûrs et flexibles



Réduire les investissements



Augmenter la productivité



Améliorer le rendement des produits

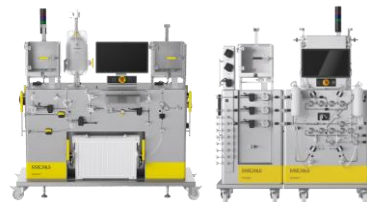
Milieux de culture et réactifs



Bioréacteurs



Chromatographie



Filtration



Gestion des fluides



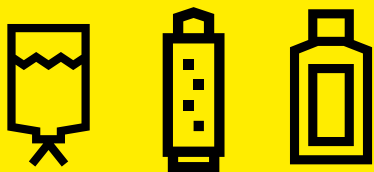
Digital solutions



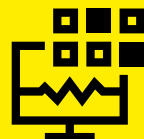
Remarque : les produits mis en avant constituent un échantillon de notre gamme complète

Un modèle économique attractif avec une forte part de revenus récurrents

Des revenus récurrents stables soutenus par des procédés de fabrication validés et des installations d'équipements



Consommables & réactifs



Logiciels



Services

~85 %

Chiffre d'affaires
récurrent

Chiffres de l'exercice 2025

Fondamentaux de marché solides

Des fondamentaux de marché solides et durables



Une population
croissante et
vieillissante¹

>1,6 Mds

Nombre estimé de
personnes âgées de 65 ans
et plus d'ici 2050
(x2 vs 2025)



Un marché
pharmaceutique en
croissance²

~ 10 %

(vs. ~ 5% pour
l'ensemble du marché
pharmaceutique)



Une évolution de la
médecine vers les
biomédicaments ²

~ 57 %

Part des biomédicaments
dans le marché
pharmaceutique 2030e
(+~22 pts vs 2015)



Un portefeuille de
projets de R&D bien
fourni^{2,3}

~26 000

Nombre de candidats-
médicaments en cours de
développement

Sources : 1 OMS 2 Evaluate Pharma, avril 2025, GlobalData, janvier 2026 3 Sartorius market intelligence

R&D et volumes de production : des moteurs structurels de la croissance du marché

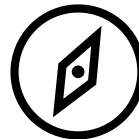
TCAC du marché cible potentiel
à moyen terme¹

8-10 %



Opportunités

- Les volumes de R&D et de production biopharmaceutiques continuent de croître, portés par l'expansion des pipelines, les autorisations de mise sur le marché (AMM) et la demande croissante des patients
- La complexité et la diversité croissantes des modalités stimulent les investissements dans l'innovation technologique
- L'IA et la technologie accélèrent le rythme du changement.



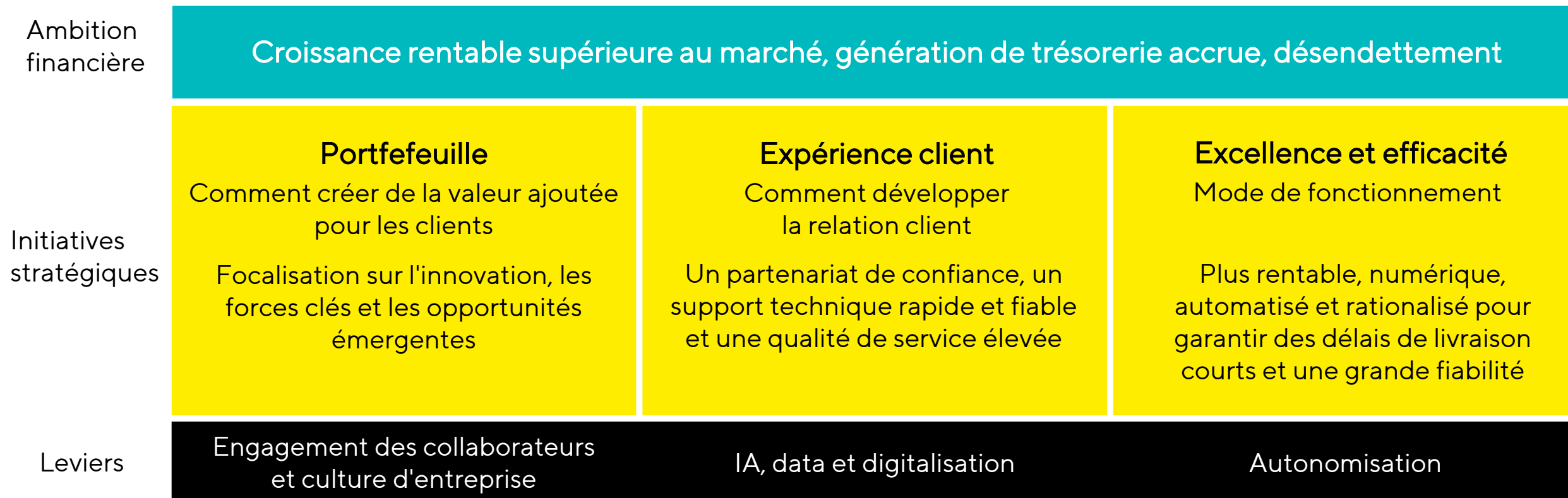
Challenges

- Pression sur les systèmes de santé et les prix des médicaments
- Les dynamiques géopolitiques et les évolutions des politiques ajoutent de la complexité et des frictions

Source: Global Data, IQVIA, Market Reports & Sartorius Market Intelligence January 2026

Comment nous façonnons l'avenir

Renforcer l'avantage concurrentiel de Sartorius Stedim Biotech



Renforcer le portefeuille pour une croissance supérieure à celle du marché

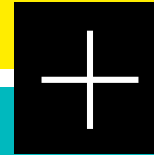


Notre ambition

Nous mettons l'accent sur les processus opérationnels de nos clients du secteur biopharmaceutique et renforçons notre positionnement en conservant notre leadership en matière d'innovation

Développer notre cœur de métier

Croître de manière ambitieuse et renforcer notre position de leader sur le marché dans nos activités principales



Se diversifier dans de nouveaux secteurs d'activité

Prendre une position de leader dans les domaines et technologies émergents

Stimuler la croissance dans nos activités principales et au-delà

Coeur d'activités



Intensification des
process



Pionic



Ambr



Technologies de
base à usage
unique



Sartopore
Evo



Celsius
Pak

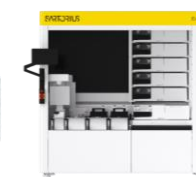
Activités futures



ATS¹



Matières
premières clés



Eveo



PAT & AC/QC²



Octet
R8e



Capteurs

¹ Solutions thérapeutiques avancées ² PAT = Technologie analytique des procédés, AC/QC = Caractérisation analytique & contrôle qualité

Améliorer l'expérience client tout au long du parcours client

Les attentes des clients dans le secteur des sciences de la vie



Délais de livraison courts, et option de personnalisation facilitée pour les produits



Livraison fiable et des produits de haute qualité



Simplification des processus de commande et de service



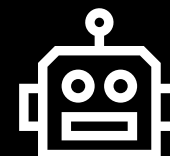
Solutions en ligne complètes et accessibles

Initiatives visant à améliorer l'expérience client

Améliorer les délais de livraison, la fiabilité des livraisons et la configurabilité de nos produits afin de maximiser la valeur ajoutée pour nos clients.



Un parcours client davantage automatisé et numérisé, comprenant notamment des plateformes en libre-service, des messages proactifs et une pertinence prédictive pour nos clients.



Évoluer vers une organisation plus rentable, numérisée et allégée



Transformation des opérations visant à atteindre une performance de la chaîne logistique, ainsi qu'une qualité des produits et des services, parmi les meilleures de leur catégorie

Usine du futur Automatisation accrue, outils digitaux, qualité fondée sur les données, moins d'étapes manuelles	Optimisation du réseau un réseau de production mondial résilient et efficace	Simplifier les opérations des flux plus clairs, moins de doublons, une standardisation accrue	Consolider la chaîne d'approvisionnement réduire les risques, améliorer la disponibilité et optimiser les coûts
---	--	---	---

L'IA et les capacités numériques : les fondements d'une excellence opérationnelle d'un niveau supérieur



Un profil financier attractif

Perspectives optimistes pour 2026

Orbjectifs 2026	Croissance du chiffre d'affaires ¹	Marge d'EBITDA courant
Groupe Sartorius Stedim Biotech	~ 6 % à ~10 %	Légèrement au-dessus 31 %

- La croissance du chiffre d'affaires inclut une contribution d'environ 1 point de pourcentage provenant des surcoûts liés aux droits de douane américains
- Le ratio d'investissement reste à un niveau similaire à celui de l'année précédente
- Le ratio dette nette/EBITDA devrait reculer pour s'établir à un peu plus de 2

Compte tenu de la dynamique et de la volatilité toujours élevées qui caractérisent le secteur des sciences de la vie, les prévisions restent soumises à une incertitude accrue, ce qui se reflète dans la fourchette actuelle des prévisions. Les éventuels droits de douane supplémentaires américains ne sont pas non plus pris en compte.

1 en devises constantes

Une surperformance durable soutenue par les tendances du marché

Taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché potentiel à moyen terme ¹	Principaux facteurs de performance	Objectif à moyen terme de la Sartorius Stedim Biotech ²		
		Une croissance supérieure au marché p.a.	Croissance organique du chiffre d'affaires p.a. en devises constantes	Expansion de la marge EBITDA courante p.a.
8-10 %	▪ Leadership dans les solutions à usage unique et l'intensification des procédés ▪ Portefeuille unique dédié aux thérapies avancées	+100-200bps	>	9-12 % ~60-85bps

1 Sartorius market intelligence 2 A partir de 2027

La création de valeur durable se poursuit conformément aux objectifs



Cibler des marchés finaux prometteurs dans le secteur biopharmaceutique, caractérisés par de solides facteurs de croissance structurelle



Acteur spécialisé dans les biomédicaments, centré sur les technologies à usage unique ; modèle économique solide avec une part importante de revenus récurrents



Une forte orientation vers le leadership par l'innovation dans le domaine des applications clés



Une feuille de route claire pour tirer parti des activités principales et développer de nouvelles plateformes de croissance



Des initiatives visant à offrir une expérience client de référence et à atteindre l'excellence opérationnelle



Poursuivre à moyen terme une croissance supérieure à celle du marché, une augmentation des marges et une amélioration des flux de trésorerie générés

Merci pour votre attention