



# 1.1 Rapport conjoint du Président et du Directeur Général

## Chers actionnaires, chers partenaires commerciaux,

En 2024, Sartorius Stedim Biotech a relevé avec brio les défis auxquels l'ensemble du secteur des sciences de la vie a continué à faire face : le déstockage des inventaires et la faiblesse des activités d'investissement du côté des clients ont duré plus longtemps que prévu. En atteignant nos objectifs ajustés de croissance et de rentabilité, nous avons une nouvelle fois montré notre solide position sur le marché.

Après un premier semestre en demi-teinte, l'activité s'est intensifiée au second semestre, avec une progression notable au quatrième trimestre. La plupart des clients ayant atteint leurs niveaux de stocks cibles, notre activité régulière dans le domaine des consommables s'est nettement renforcée. La demande de produits pour les thérapies avancées a également connu une évolution supérieure à la moyenne. Ensemble, ces tendances positives ont plus que compensé la réticence persistante des clients à investir dans les équipements.

En termes de chiffres, Sartorius Stedim Biotech a généré un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, maintenant ainsi son niveau de l'année précédente avec une légère croissance de 0,6 % à taux de change constants. Soutenue par notre programme d'efficacité global, la marge d'EBITDA courant a une fois encore atteint un niveau élevé de 28 %. Au vu de la dynamique du second semestre, nous pensons que le secteur est en train de retrouver progressivement sa tendance de croissance structurelle solide, et nous envisageons l'avenir avec confiance.

En 2024, nous avons continué à renforcer notre position de fournisseur leader de technologies destinées aux fabricants de biopharmaceutiques, grâce à l'innovation et à des partenariats. Parallèlement à l'intégration d'avancées technologiques globales, comme l'intelligence artificielle et l'automatisation, ainsi qu'au développement des matériaux durables, nous avons élargi notre offre de produits en tenant compte des besoins spécifiques de nos clients – par exemple avec le lancement de nouveaux produits pour les thérapies cellulaires et géniques. Par ailleurs, nous travaillons avec l'un de nos principaux clients afin de développer une plateforme pour la fabrication continue de produits biologiques établissant de nouvelles normes pour des bioprocédés efficaces et durables.

En ce qui concerne notre programme d'investissement à long terme, dont la portée et le calendrier sont en partie adaptés à la demande actuelle, nous avons continué à aligner notre infrastructure de recherche et de production dans l'objectif d'une croissance organique, tout en renforçant notre résilience face aux tensions géopolitiques. Aux États-Unis, un centre d'innovation pour les bioprocédés a été achevé avec succès à Marlborough, dans le Massachusetts. À Songdo, un des plus importants centres biopharmaceutiques de Corée du Sud, nous avons progressé dans la construction de notre nouveau site de production pour les consommables et les milieux de culture cellulaire. À Fribourg, en Allemagne, l'expansion de notre site de production pour les matières premières essentielles utilisées dans la fabrication de thérapies cellulaires et géniques a également enregistré des progrès significatifs au cours des douze derniers mois.

Outre la croissance et l'innovation, la réduction de la dette constituait une autre priorité. Tout en mettant un accent particulier sur l'efficacité et la gestion du fonds de roulement, ainsi que sur une forte génération de trésorerie, nous avons accéléré le désendettement grâce à une augmentation de capital et réduit

significativement le ratio d'endettement net sur EBITDA courant. Les différentes mesures continueront à apporter une contribution positive à l'avenir.

En ce qui concerne le marché des capitaux, les effets post-pandémie, qui ont persisté plus longtemps que prévu, ont impacté la valorisation de nombreuses entreprises du secteur des sciences de la vie, y compris Sartorius Stedim Biotech. L'action a clôturé l'année au prix de 189 euros, soit un déclin de 21 %. Pour mettre ce chiffre en perspective, l'évolution à long terme est exceptionnellement positive : depuis 2014, la capitalisation boursière de Sartorius Biotech Stedim a été multipliée par plus de sept.

Nous envisageons l'avenir de notre entreprise avec confiance, étant donné que les principaux facteurs de croissance du secteur des sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique restent très favorables: d'ici 2050, la population mondiale dépassera les 9,5 milliards de personnes, dont environ 1,6 milliard sera âgé de plus de 65 ans et aura un besoin de soins médicaux supérieur à la moyenne. Les taux d'autorisation de médicaments sont très élevés et il existe de nombreux médicaments prometteurs pour des maladies graves. Par ailleurs, le domaine des thérapies avancées continue de développer de manière dynamique. Par conséquent, la demande pour des technologies innovantes et performantes, capables de fabriquer des produits biopharmaceutiques à la fois efficaces et économes en ressources, est en forte croissance. Sartorius Stedim Biotech a l'une des offres de solutions les plus vastes du marché ; des équipements de bioprocédés innovants pour l'ensemble des processus de fabrication biopharmaceutique en continu aux technologies à usage unique, en passant par les réactifs essentiels pour les thérapies cellulaires et géniques. Avec ce portefeuille de produits, l'entreprise, est non seulement très bien positionnée pour poursuivre son développement, mais contribue également de manière déterminante à rendre ces nouvelles thérapies plus abordables et disponibles pour les patients du monde entier.

En tant qu'entreprise, nous souhaitons continuer à créer de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et la société. Cela inclut également des objectifs environnementaux. Avant tout, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs de développement durable grâce à des solutions de produits économes en ressources. Par ailleurs, nous nous efforçons de maintenir une empreinte écologique aussi faible que possible, par exemple en réduisant les gaz à effets de serre, les polluants et les déchets, et en promouvant l'économie circulaire dans nos propres activités. Par exemple, Sartorius Stedim Biotech souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2045 au plus tard. D'ici à 2030, nous prévoyons d'acheter de l'électricité provenant de sources renouvelables sur tous nos sites dans le monde et d'augmenter continuellement la part de notre chiffre d'affaires générée par les produits recyclables.

Au cours des dix dernières années, nous avons plus que quadruplé notre chiffre d'affaires, et nous souhaitons poursuivre cette expansion. Pour l'exercice 2025, nous nous attendons à une reprise continue de la demande et à une croissance dans le secteur des sciences de la vie, à un taux toutefois en-deçà de la moyenne à long terme. Dans ce contexte, Sartorius Stedim Biotech a pour objectif de réaliser une croissance rentable supérieure à celle du marché, ainsi qu'une augmentation modérée de son chiffre d'affaires.

L'année 2024 a été marquée par de nombreux défis, que Sartorius Stedim Biotech a à nouveau relevés en mettant l'accent sur le client, l'expertise technologique et la combativité. Nous adressons nos sincères remerciements à chacun et chacune d'entre vous pour cette année au cours de laquelle nous avons, une fois encore, maintenu le cap ensemble.

Nous tenons particulièrement à vous remercier, chers clients, partenaires et actionnaires, pour la confiance que vous nous témoignez. Nous serions ravis de vous avoir à nos côtés en 2025 et au-delà, pour continuer à bâtir ensemble une réussite durable.

Joachim Kreuzburg

René Fáber

Président

Directeur Général



Conseil d'administration



## 1.2 Conseil d'administration

Composé de huit membres, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech est l'entité de supervision et de gestion centrale de l'entreprise. Les administrateurs sont nommés pour un mandat de trois ans.



Joachim Kreuzburg  
Président



René Fáber  
Directeur Général



Pascale Boissel



Susan Dexter



Romaine Fernandes



Anne-Marie Graffin



Lothar Kappich



Henri Riey

# 1.3 Actions Sartorius Stedim Biotech

## Marchés boursiers mondiaux

En 2024, les marchés boursiers internationaux ont enregistré des gains considérables. Parmi les facteurs positifs pour le sentiment des marchés boursiers, on retrouve une croissance économique mondiale résiliente, bien qu'encore modeste, des taux d'inflation en baisse et les premières réductions des taux d'intérêt directeurs à partir du milieu d'année. En particulier, le marché boursier américain a réagi au résultat de l'élection présidentielle et aux attentes qui en découlent. Dans ce contexte, l'index MSCI Europe a terminé l'année en hausse de 4,9 %, à 2 012 points. Le CAC 40 et le CAC Large 60, les actions Sartorius Stedim Biotech étant intégrées à ce dernier, ont baissé de -2,2 % à 7 381 points et de -2,3 % à 7 953 points, respectivement. Les indices de référence pertinents pour le secteur, tels que le S&P 500 Services et outils des sciences de la vie ou le NASDAQ Biotechnologie, ont sous-performé en 2024, en reculant, respectivement, de -3,8 % à 912 points et de -1,4 % à 4 311 points.

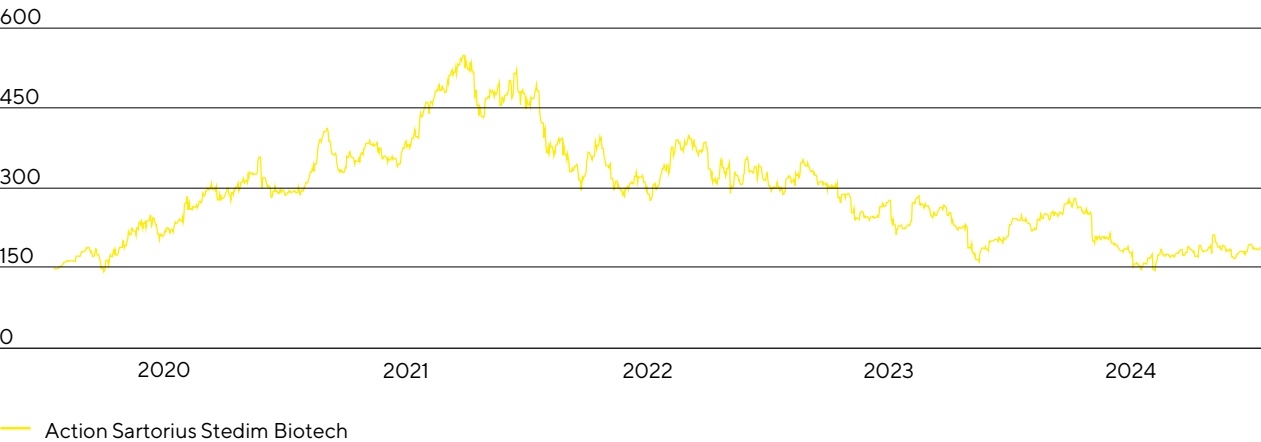
## Actions Sartorius Stedim Biotech

Pour les sociétés cotées du secteur des sciences de la vie, la persistance d'un environnement de marché difficile après la fin de la pandémie a continué à se refléter clairement dans l'évolution du prix des actions. Le développement des activités de Sartorius Stedim Biotech a également été nettement plus faible que prévu, amenant la direction de la société à revoir à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en juillet de l'année en cours. Dans ce contexte, l'action Sartorius Stedim Biotech a terminé l'année 2024 à un cours de 188,70 €, ce qui correspond à une baisse de 21,2 %.

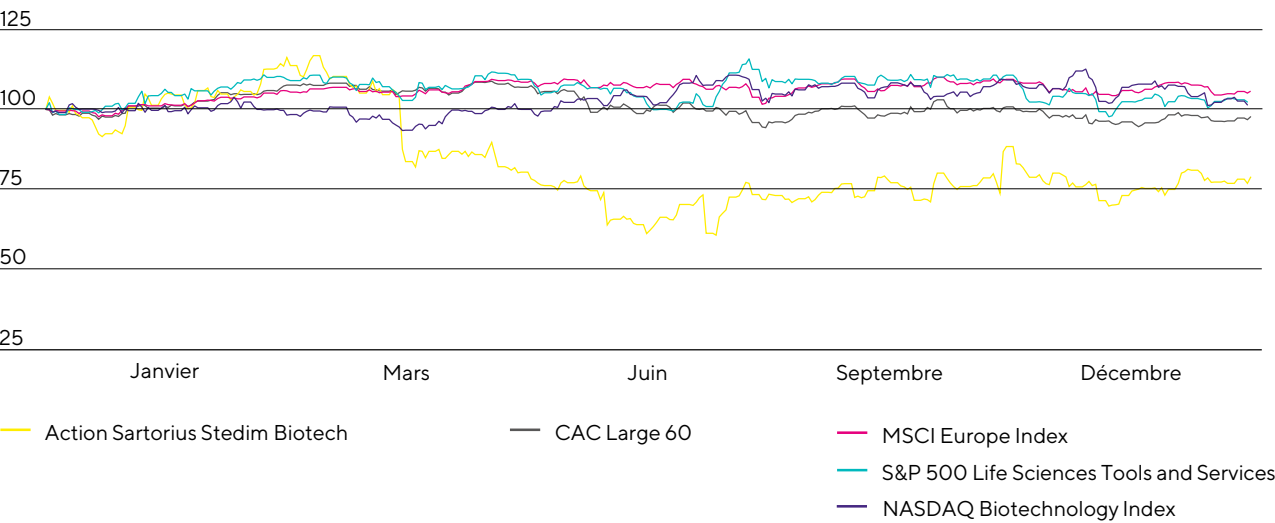
Le nombre moyen d'actions négociées chaque jour sur Euronext Paris a été de 75 069 au cours de l'année de référence, contre 58,852 l'année précédente. Le volume annuel des transactions s'est élevé à 3,8 milliards d'euros (exercice précédent : 3,7 milliards d'euros).

La capitalisation boursière de Sartorius Stedim Biotech s'élève à 18,4 milliards d'euros au 31 décembre 2024 (exercice précédent : 22,1 milliards d'euros).

L'action Sartorius Stedim Biotech en €  
du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2024



L'action Sartorius Stedim Biotech comparée aux CAC Large 60, MSCI Europe Index, S&P 500 Life Sciences Tools & Services et  
NASDAQ Biotechnology Index (indexé)  
du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 décembre 2024

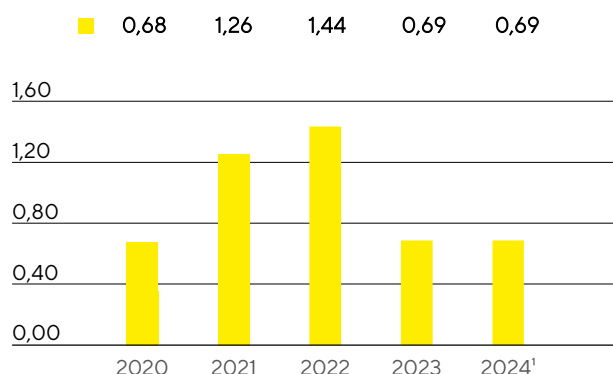


## Dividendes

En phase avec le développement rapide et fortement axé sur l'innovation du secteur, la direction de la société se concentre sur la poursuite d'une croissance dynamique et rentable et sur les investissements nécessaires dans les capacités de recherche et de production, les innovations et les acquisitions. Dans ce contexte, Sartorius Stedim Biotech s'efforce de faire participer les actionnaires à la réussite de l'entreprise à travers les dividendes.

Le Conseil d'administration soumettra une proposition à l'Assemblée annuelle des actionnaires du 25 mars 2025 visant à verser des dividendes de 0,69 € par action sur la base du résultat net courant de 337,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2024. Si la proposition est approuvée, le montant total distribué s'élèvera à 67,1 millions d'euros (2023 : 63,6 millions d'euros). Le ratio du résultat net courant s'établirait alors à 19,9 % contre le ratio de 16,5 % sur l'exercice précédent.

Dividendes  
en €



<sup>1</sup> Montant proposé par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

## Rentabilité totale pour les actionnaires

La rentabilité totale pour les actionnaires tient compte des dividendes versés et de toute évolution du cours de l'action sur une période donnée. Elle reflète donc la performance d'un investissement dans son intégralité. En 2024, l'action Sartorius Stedim Biotech ont généré une rentabilité totale de -20,9 %, contre -20,6 % un an plus tôt. Sur une période d'observation plus longue de 10 ans, la rentabilité totale est nettement positive et s'élève à 880 %.

## Augmentation de capital

Le 7 février 2024, Sartorius Stedim Biotech S.A. a placé avec succès 5 150 215 actions auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé international par construction accélérée d'un livre d'ordres. Les nouvelles actions ont été émises dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix de 233,00 euros par action, pour un volume total de 1,2 milliard d'euros.

La société mère, Sartorius AG, a souscrit un montant d'environ 400 millions d'euros, ce qui représente environ un tiers de l'augmentation de capital. À l'issue de l'augmentation de capital, Sartorius AG détient désormais environ 71,5 % du capital du capital social de Sartorius Stedim Biotech (31 décembre 2023 : 73,6 %).



Le produit net a été utilisé pour accélérer la réduction de la dette du Groupe au-delà d'un important flux de trésorerie d'exploitation et pour renforcer la flexibilité stratégique globale de la société.

Plus d'informations sont disponibles dans les Notes annexes aux états financiers consolidés à la section 22.

#### Caractéristiques de l'action<sup>1</sup>

ISIN	FR0013154002
Gestionnaire du compte de liquidité	Kepler Cheuvreux
Place de cotation	Euronext Paris
Segment de marché	Local Securities - Compartiment A (Large Caps)
Indices	SBF 120; CAC Next 20; CAC Large 60; CAC All-Tradable; CAC All Shares; CAC Healthcare; STOXX Europe 600; MSCI France
Nombre d'actions	97 330 405
dont Sartorius AG	71,5 %
dont flottant	28,5 %
Droits de vote	165 562 491
dont Sartorius AG	83,0 %
dont flottant	17,0 %

1 Au 31 décembre 2024

## Relations avec les investisseurs

L'équipe relations investisseurs de Sartorius Stedim Biotech a pour objectif de rendre l'évolution actuelle et future de la société transparente à l'égard de ses parties prenantes et autres intéressés. Pour y parvenir, la société entretient une communication ouverte et continue avec les actionnaires, les investisseurs potentiels et les analystes financiers.

En parallèle de la publication de rapports trimestriels, semestriels et annuels, nous informons également les marchés financiers et le public intéressé par la tenue de téléconférences trimestrielles, la publication régulière de communiqués de presse pour présenter les avancées des activités et d'autres événements clés au cours de l'exercice. La direction du Groupe et l'équipe relations investisseurs convient par ailleurs les interlocuteurs des marchés financiers à des conférences et tournées de présentation. Au cours de l'exercice considéré, une journée du marché des capitaux a également été organisée, au cours de laquelle la société a fourni aux participants des informations complètes sur plusieurs sujets comme le positionnement sur le marché, la stratégie et les perspectives de croissance.

D'autres informations et publications sur le groupe Sartorius Stedim Biotech et ses actions sont disponibles sur [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com).

# Analystes

Les recommandations des analystes financiers sont un appui important pour la prise de décisions des investisseurs privés comme institutionnels. Actuellement, 18 institutions préparent et mettent régulièrement à jour des rapports sur les actions de Sartorius Stedim Biotech. L’objectif de cours moyen pour l’action Sartorius Stedim Biotech à la fin de l’année 2024 était de 215,80 €.

Recommandations des analystes			
Date	Société	Prix en €	Recommandation
16 décembre 2024	HSBC	310,00	Acheter
13 décembre 2024	Barclays	200,00	Conserver
12 décembre 2024	Exane BNP Paribas	218,00	Acheter
9 décembre 2024	CIC Market Solutions	190,00	Conserver
3 décembre 2024	J.P. Morgan	230,00	Acheter
4 décembre 2024	Bernstein	172,00	Conserver
28 octobre 2024	Jefferies	233,00	Acheter
23 octobre 2024	Goldman Sachs	224,00	Acheter
22 octobre 2024	UBS	215,00	Conserver
21 octobre 2024	Morgan Stanley	210,00	Conserver
18 octobre 2024	ODDO BHF	234,00	Acheter
18 octobre 2024	Nephron Research	238,00	Acheter
18 octobre 2024	AlphaValue	250,00	Acheter
18 octobre 2024	RBC Capital Markets	270,00	Acheter
17 octobre 2024	Kepler Cheuvreux	155,00	Conserver
17 octobre 2024	Morningstar	215,00	-
22 juillet 2024	Intron Health	120,00	Vendre
19 juillet 2024	Gilbert Dupont	201,00	Acheter

## Structure de l'actionnariat

Le capital social émis de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'élève à 19,5 millions d'euros et se divise en 97 330 405 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,20 euro. Certaines actions étant dotées d'un droit de vote double, le total des droits de vote s'établit à 165 562 491.

Au 31 décembre 2024, Sartorius AG détenait 71,5% du capital social de Stedim Biotech S.A. et 83,0% des droits de vote en circulation. Les 28,5% d'actions restantes de Stedim Biotech S.A. sont en flottant, ce qui correspond à 17,0% des droits de vote en circulation.

**Structure de l'actionnariat**  
% du capital-actions



## Chiffres clés des actions Sartorius Stedim Biotech

Chiffres clés de l'action Sartorius Stedim Biotech

		2024	2023	2022	2021	2020
Cours de l'action <sup>1</sup> en €	Date de clôture <sup>4</sup>	188,70	239,50	302,50	482,40	291,20
	Haut	280,00	353,00	482,40	548,20	357,60
	Bas	145,35	162,00	276,70	287,60	143,00
Dividendes <sup>2</sup> en €		0,69	0,69	1,44	1,26	0,68
Total des dividendes versés <sup>2</sup> en millions €		67,1	63,6	132,7	116,1	62,7
Rendement par action <sup>3</sup> en %		0,4	0,3	0,5	0,3	0,2
Capitalisation boursière en millions €		18 366,2	22 077,2	27 884,5	44 467,7	26 842,9
Volume d'activité moyen quotidien de l'action en nombre de transactions		75 069	58 852	48 754	52 717	70 414
Volume d'échange de l'action en millions €		3 795,5	3 730,2	4 266,1	5 524,1	4 234,6
CAC Large 60 (dernier cours de l'année)		7 953	8 139	7 011	7 806	6 144
SBF 120 (dernier cours de l'année)		5 592	5 732	4 973	5 546	4 432

1 Dernier cours du jour

2 Pour 2024, montant proposé par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

3 Dividendes par rapport au dernier cours de l'exercice

4 Au 31 décembre de l'année respective

Sources : Euronext; NASDAQ