



# Message du président

## Chers actionnaires, chers partenaires commerciaux,

Grâce à ses produits et solutions conçus pour un développement et une production plus efficaces de médicaments et de vaccins, Sartorius Stedim Biotech répond de manière directe au troisième objectif des Nations Unies en matière de développement durable : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». L'objectif que nous poursuivons au sein de l'industrie biopharmaceutique est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons encore enregistré de bons résultats en 2022 après deux années exceptionnelles. Le chiffre d'affaires a bondi de 15,1 pourcent à taux de change constant pour atteindre environ 3,5 milliards d'euros, avec une croissance générale pour l'ensemble de notre portefeuille et de toutes les géographiques, et ce malgré un contexte difficile. Nous estimons actuellement avoir plus d'un an d'avance sur notre programme à moyen terme, tandis que la demande a entamé sa normalisation l'année dernière. La marge d'EBITDA courant, située à 35 pourcent, est restée à un niveau élevé en 2022 malgré la hausse significative des coûts que nous avons anticipée.

Au cours de l'année dernière, nous avons continué à investir substantiellement dans le renforcement des capacités de production et avons dépensé environ 430 millions d'euros en investissements, principalement pour développer notre production dans toutes les régions, par exemple en Allemagne, à Porto Rico, en France et en Chine. En parallèle, nous avons réalisé deux acquisitions nous permettant d'ajouter des produits innovants et complémentaires à notre portefeuille. L'activité des équipements de chromatographie Novasep renforce notre offre downstream, tandis qu'Albumedix fournit un composant clé dans la fabrication de produits biopharmaceutiques innovants, notamment pour les modalités telles que les thérapies cellulaires ou virales ainsi que les vaccins.

L'expansion continue de l'entreprise et la croissance du chiffre d'affaires se sont accompagnées d'une hausse des effectifs, Sartorius Stedim Biotech ayant accueilli plus de 1 500 nouveaux employés, soit un total de près de 12 000 collaborateurs à la fin du mois de décembre. Au vu de la normalisation de la demande, nous avons ajusté le rythme des recrutements et nous concentrons sur la formation et l'intégration optimale des nombreux employés qui nous ont rejoints, ainsi que sur la consolidation de notre organisation et de ses processus.

Face à des incertitudes politiques et économiques majeures, le marché des capitaux s'est globalement révélé négatif l'an dernier. Les actions des entreprises en croissance ont également souffert de la hausse des taux d'intérêt. En outre, les investisseurs étaient en proie à quelque incertitude quant aux prévisions de croissance à court terme des fournisseurs de produits biopharmaceutiques dans un contexte de transition post-pandémie. Au vu de cet environnement difficile, l'action Sartorius Stedim Biotech a terminé 2022 à un prix de 302,50 euros, soit un déclin d'environ 37 pourcent en glissement annuel.

Ces deux dernières années, la pandémie avait entraîné une forte demande de la part des fabricants de vaccins contre le coronavirus. Par ailleurs, les clients ont passé commande plus tôt et parfois augmenté leurs stocks en prévision des difficultés d'approvisionnement. Comme anticipé, la demande a entamé sa normalisation en 2022 et le chiffre d'affaires lié à la pandémie de Covid-19 a largement chuté, tandis que certains clients ont progressivement réduit leurs inventaires. La normalisation de la demande devrait se poursuivre durant un certain temps et nous tablons donc sur un taux de croissance du chiffre d'affaires à un chiffre (dans le bas de la fourchette) au cours de l'exercice actuel.



Hors activités liées au Covid-19, l'augmentation devrait se situer dans un taux à un chiffre (dans la fourchette moyenne à élevée). Nous entendons maintenir notre marge bénéficiaire autour du niveau élevé enregistré lors de l'exercice précédent. Le niveau d'investissement restera lui aussi élevé avec un ratio d'investissement anticipé à environ 12,5 pourcent en 2023.

Les facteurs d'une forte croissance restent totalement intacts sur nos marchés. La demande en produits biopharmaceutiques est en hausse dans tous les domaines et toutes les régions et, dans le même temps, le secteur de la biotechnique connaît une phase d'innovation extraordinaire. Nous disposons d'un excellent positionnement pour soutenir nos clients dans leurs projets et pour saisir les opportunités qui en découlent. Les investissements substantiels dans des capacités de production et les acquisitions capables d'étendre nos compétences resteront inscrits dans notre stratégie de croissance.

Si notre évaluation fondamentale des tendances du marché à moyen terme n'a pas changé, nous avons revu à la hausse nos prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 pour atteindre environ 4,4 milliards d'euros au vu de l'augmentation du niveau des prix induite par l'inflation. Dans le même temps, nous avons confirmé notre prévision de rentabilité pour 2025 avec une marge d'EBITDA courant de plus de 35 pourcent.

Les phases critiques de la pandémie ont représenté un défi de taille pour chacun et chacune d'entre nous. Cependant, nos employés ont constaté que de telles difficultés pouvaient être surmontées en équipe. Au nom du Conseil d'administration, je souhaite exprimer mes plus sincères remerciements et toute ma reconnaissance aux membres de l'équipe Sartorius Stedim Biotech partout dans le monde pour la performance exceptionnelle qu'ils ont réalisée une fois encore en 2022.

Un grand merci à vous également, chers clients, actionnaires et partenaires commerciaux. La confiance que vous témoignez à Sartorius Stedim Biotech, parfois depuis de nombreuses années, a grandement motivé les très bons résultats de l'entreprise. Nous espérons vivement que vous resterez à nos côtés en 2023 et au-delà.

Sincères salutations,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JK', which corresponds to Joachim Kreuzburg.

Joachim Kreuzburg  
Président-Directeur Général



Conseil d'administration

# 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-Directeur Général



René Fáber  
Directeur Général Délégué



Chrystel Baudere



Pascale Boissel



Susan Dexter



Anne-Marie Graffin



Lothar Kappich



Henri Riey



# Actions Sartorius Stedim Biotech

## 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	92 180 190
dont Sartorius AG	73,6%
dont flottant	26,4%
Droits de vote	160 432 470
dont Sartorius AG	84,6%
dont flottant	15,4%

1 Au 31 décembre 2022

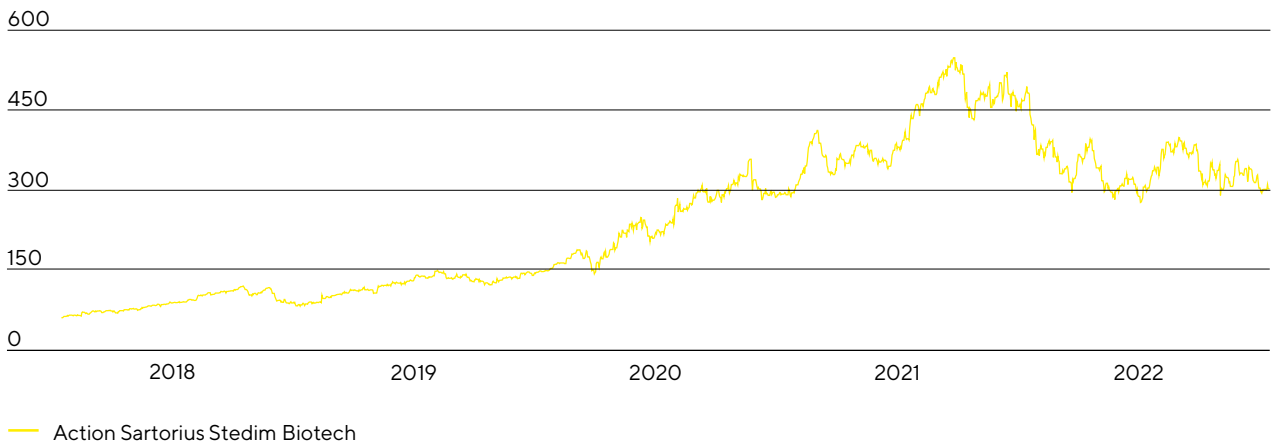
## Declin des marchés boursiers mondiaux

Face à de fortes incertitudes politiques et économiques, les marchés boursiers internationaux ont chuté durant l'exercice. Outre la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus qui sévit toujours, l'inflation élevée, la montée des taux d'intérêt, le ralentissement économique et le risque accru de récession ont pesé sur les marchés. Dans ce contexte, presque tous les principaux indices de référence ont plongé. Le Dow Jones a fini l'exercice à 33 147 points, soit une chute de 8,8%. MSCI Europe a conclu l'année avec une baisse d'environ 10,9% (1 723 points). Le CAC 40 et le CAC Large 60, qui intègrent les actions Sartorius Stedim Biotech, ont également connu des pertes avec un recul respectif de 9,5% à 7 011 points et de 10,2% (6 474 points).

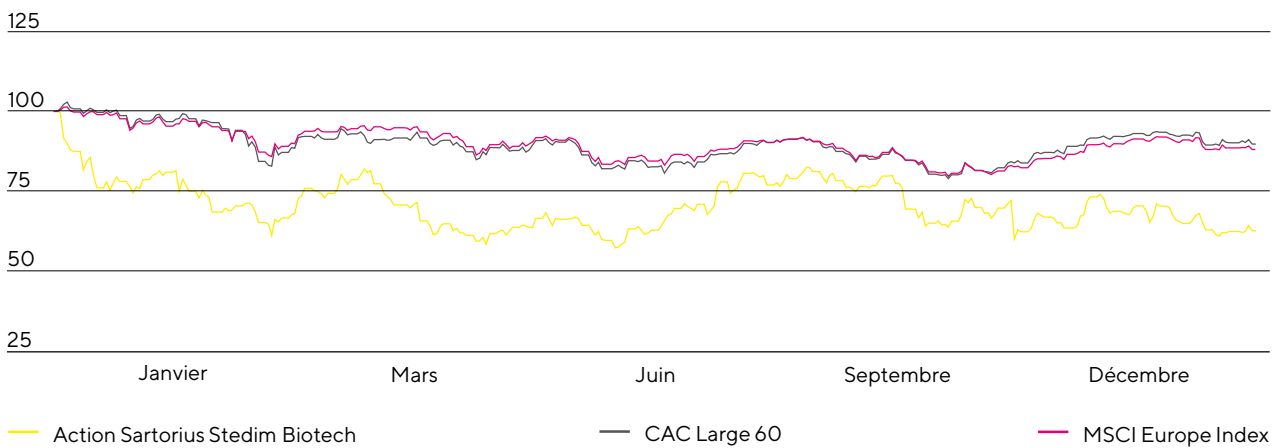
## Le cours des actions Sartorius decline

Après s'être envolé en 2021, le cours des actions Sartorius Stedim Biotech a fortement chuté dans l'environnement de marché actuel, notamment face à la hausse des taux directeurs qui a causé une fuite de capitaux hors des marchés boursiers et a lourdement pesé sur le cours des titres de croissance et des actions biotechnologiques. En outre, les investisseurs ont dû faire face à une certaine incertitude, en particulier au regard des perspectives de croissance à court terme des fournisseurs biopharmaceutiques en raison de la chute des activités liées à la pandémie et à la réduction anticipée des inventaires des clients. L'entreprise a fini l'exercice boursier à 302,5 euros, soit une chute de 37,3% en glissement annuel.

**L'action Sartorius Stedim Biotech en €**  
du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2022



**L'action Sartorius Stedim Biotech comparée aux CAC Large 60 et MSCI Europe Index (indexé)**  
du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022



## 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 ont par ailleurs convié les interlocuteurs des marchés financiers à des conférences et roadshows. Un tutoriel virtuel sur les marchés financiers a aussi été proposé au cours de l'exercice, permettant aux participants de bénéficier d'informations détaillées sur certains segments de produits de la part du groupe.

Toutes les informations et publications concernant notre société et son actionnariat sont disponibles sur notre site internet [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, quatorze intermédiaires préparent et mettent régulièrement à jour des rapports sur les actions de Sartorius Stedim Biotech.

### Recommandations des analystes

Date	Société	Prix en €	Recommandation
27 janvier 2023	Société Générale	382,00	Acheter
27 janvier 2023	J.P. Morgan	430,00	Acheter
27 janvier 2023	Exane BNP Paribas	380,00	Acheter
27 janvier 2023	Berenberg	446,00	Acheter
26 janvier 2023	UBS	412,00	Acheter
26 janvier 2023	Morningstar	290,00	--
26 janvier 2023	Kepler Cheuvreux	420,00	Acheter
26 janvier 2023	Gilbert Dupont	389,00	Acheter
23 janvier 2023	Credit Suisse	360,00	Conserver
6 janvier 2023	Morgan Stanley	385,00	Conserver
2 novembre 2022	HSBC	374,00	Acheter
25 avril 2022	AlphaValue	428,00	Acheter
25 mars 2022	Bank of America Merrill Lynch	497,00	Acheter
27 janvier 2022	ODDO BHF	530,00	Acheter

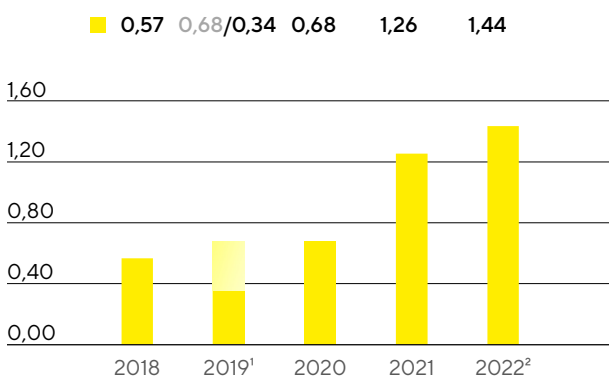


## Dividendes

D'une manière générale, le rendement total des actions Sartorius Stedim Biotech a reposé presque intégralement sur l'appréciation du cours de l'action et, dans une mesure négligeable, sur le versement des dividendes. Conformément au développement rapide de notre industrie, largement porté par l'innovation, le principal objectif de la direction de l'entreprise est de poursuivre sur la voie de notre croissance rentable dynamique et de continuer à investir massivement dans l'expansion des capacités, les innovations et les acquisitions qui s'imposent continuellement pour y parvenir. Dans ce contexte, Sartorius Stedim Biotech s'efforce toutefois 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 27 mars 2023 visant à verser des dividendes sur la base du résultat net courant de 796,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, soit un montant de 1,44 euro par action contre 1,26 euro l'exercice précédent. Si la proposition est approuvée, le montant total distribué s'élèverait à 132,7 millions d'euros (2021 : 116,1 millions d'euros). Le ratio dividendes / résultat net courant s'établirait alors à 16,7% (exercice précédent : 16,9%).

### Dividendes en €



1 La proposition de dividende initiale de 0,68 euro par action a été réajustée face à la pandémie actuelle

2 Montant proposé par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

## Rentabilité totale pour les actionnaires

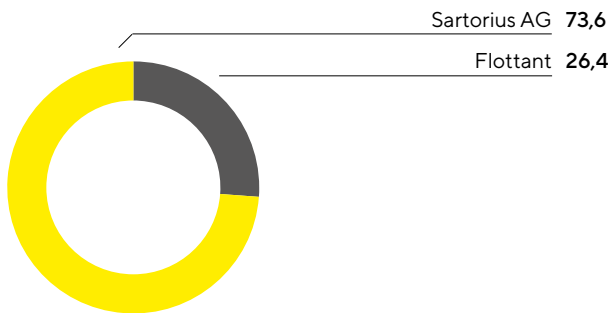
La rentabilité totale pour les actionnaires tient compte des dividendes versés et de toute augmentation du cours de l'action sur une période donnée. Elle reflète donc la performance d'un investissement dans son intégralité. En 2022, les actions Sartorius Stedim Biotech ont généré une rentabilité totale de -37,0%, contre +65,9% un an auparavant.

## Structure de l'actionnariat

Le capital social émis de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'élève à 18,4 millions d'euros au 31 décembre 2022 et se divise en 92 180 190 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 160 432 470 à la date de clôture de l'exercice.

Au 31 décembre 2022, Sartorius AG détient 73,6% du capital social de Stedim Biotech S.A. et 84,6% des droits de vote existants. Le flottant représente 26,4% des actions de Stedim Biotech S.A., soit 15,4% des droits de vote existants.

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



**Chiffres clés de l'action Sartorius Stedim Biotech**

		2022	2021	2020	2019	2018
Cours de l'action <sup>1</sup> en €	Date de clôture <sup>4</sup>	302,50	482,40	291,20	147,70	87,35
	Haut	482,40	548,20	357,60	149,20	119,80
	Bas	276,70	287,60	143,00	83,30	60,35
Dividendes <sup>2</sup> en €		1,44	1,26	0,68	0,34	0,57
Total des dividendes versés <sup>2</sup> en millions €		132,7	116,1	62,7	31,3	52,5
Rendement par action <sup>3</sup> en %		0,5	0,3	0,2	0,2	0,7
Capitalisation boursière en millions €		27 884,5	44 467,7	26 842,9	13 615,0	8 051,9
Volume d'activité moyen quotidien de l'action en nombre de transactions		4 8754	5 2717	70 414	63 935	80 140
Volume d'échange de l'action en millions €		4 266,1	5 524,1	4 234,6	2 037,8	1 874,9
CAC Large 60 (dernier cours de l'année)		7 011	7 806	6 144	6 598	5 246
SBF 120 (dernier cours de l'année)		4 973	5 546	4 432	4 704	3 756

1 Dernier cours du jour

2 Pour 2022, 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

Sources : Euronext; NASDAQ