

1.1 Rapport conjoint du Président et du Directeur Général

Chers actionnaires, chers partenaires commerciaux,

Une année difficile s'est écoulée pour l'industrie des sciences de la vie. Après trois années de croissance extraordinaire et en partie insoutenable en raison de la pandémie de coronavirus, l'année 2023 a été marquée par une normalisation de la demande pour l'ensemble du secteur, y compris pour Sartorius Stedim Biotech. Par ailleurs, les tensions géopolitiques ont eu un impact croissant sur l'activité au cours des dernières années.

En conséquence, en 2023, le chiffre d'affaires du groupe Sartorius Stedim Biotech a diminué de 18,7 % en devises constantes pour s'établir à 2,8 milliards d'euros ; toutefois, en comparaison avec 2019, dernière année avant la pandémie, cela correspond à une augmentation de 97 %. La marge EBITDA courant de 28,3 % était inférieure au niveau élevé de l'année précédente, mais elle s'est maintenue à un niveau sain et solide. Cette évolution s'explique principalement par les répercussions de la pandémie de coronavirus, en particulier l'écoulement plus long que prévu des stocks des clients, et des niveaux de production relativement bas, mais aussi par l'arrêt des activités avec les clients russes et une activité d'investissement globalement modérée, principalement parmi les clients en Chine et aux États-Unis. Toutefois, depuis la fin du troisième trimestre, l'activité a repris, avec une prise de commandes dépassant les niveaux de ventes au quatrième trimestre, et nous nous attendons à ce que cette tendance gagne progressivement en vigueur tout au long de l'année 2024.

Après avoir créé un grand nombre de postes sur nos sites dans le monde entier pour répondre à la demande de nos produits nécessaires en urgence pendant la pandémie, nous avons ajusté nos effectifs d'environ 11 900 il y a un an à 10 700 d'ici la fin décembre 2023, conformément au développement de nos activités. Cette réduction découle principalement de l'expiration de contrats de travail à durée déterminée et de départs naturels. Compte tenu de l'évolution des ventes, nous avons également réduit systématiquement les coûts dans d'autres domaines et reporté certains investissements.

La normalisation de la demande dans l'industrie biopharmaceutique a eu un impact sur les évaluations du marché des capitaux dans le secteur des équipements pour les sciences de la vie et sur le cours de l'action Sartorius Stedim Biotech. Après des années de fortes augmentations, l'action a clôturé l'année à un prix de 239,50 euros, ce qui correspond à une baisse d'environ 21 %. Si l'on tient compte de la baisse en 2023, la capitalisation boursière de Sartorius Stedim Biotech a été multipliée par plus de 11 au cours des dix dernières années.

Après quatre années dominées par des effets extraordinaires, nous sommes désormais convaincus que nous allons entrer dans une phase davantage caractérisée par des moteurs de croissance fondamentaux très positifs. 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 accru de soins médicaux. Les produits biopharmaceutiques, qu'ils soient basés sur des concepts établis tels que les anticorps monoclonaux ou sur les nouvelles approches de la thérapie cellulaire et génique, promettent d'améliorer la vie des gens et de lutter contre des maladies qui ne sont pas encore curables ou possibles d'être traitées. Les technologies innovantes sont essentielles pour rendre le développement biopharmaceutique et la production plus efficaces et accélérer la mise au point de ces approches prometteuses.

Notre large gamme de produits, des bioréacteurs aux milieux de culture cellulaire et réactifs essentiels, aide les clients à mettre plus rapidement sur le marché de nouvelles thérapies et à les fabriquer à moindre coût. Grâce à une série d'acquisitions au cours des dernières années, nous avons combiné des technologies clés et créé une plateforme technologique complète pour le segment particulièrement dynamique de la thérapie cellulaire et génique. L'année dernière, nous avons ajouté le bloc de construction le plus important avec l'acquisition de Polyplus. Ses réactifs de transfection sont essentiels à la production efficace de vecteurs viraux utilisés dans bon nombre de ces nouvelles thérapies.

En outre, nous avons poursuivi notre programme d'investissement à long terme dans le cadre de notre stratégie de croissance, y compris l'expansion de nos capacités sur des sites en Europe et aux États-Unis et le début de la construction d'une nouvelle usine en Corée du Sud, investissant ainsi dans la résilience face aux incertitudes géopolitiques.

En raison des tendances solides du marché, de nos dernières acquisitions et de nos investissements, nous sommes très bien positionnés pour continuer à croître de manière rentable à long terme. Sur la base de la reprise de la demande depuis la fin du troisième trimestre 2023 et des perspectives de marché prévues par les observateurs de l'industrie, nous prévoyons que le chiffre d'affaires du groupe augmentera d'un pourcentage moyen à élevé à un chiffre, tandis que la marge EBITDA courant devrait augmenter à plus de 30 %. Pour l'année en cours, nous mettrons un accent particulier sur les gains d'efficacité et une forte génération de trésorerie afin de réduire rapidement l'endettement élevé suite à l'acquisition de Polyplus. Début février 2024, nous avons accéléré ce désendettement et créé une flexibilité stratégique supplémentaire grâce à une levée de fonds en actions de Sartorius Stedim Biotech S.A. de 1 200 millions d'euros avec une participation d'un tiers de l'actionnaire majoritaire Sartorius AG.

De plus, nous nous sommes fixé une nouvelle ambition à moyen terme : pour la période de cinq ans allant jusqu'en 2028, Sartorius Stedim Biotech prévoit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10 % et une marge d'EBITDA courant d'environ 35 % en 2028.

Les défis de l'année dernière étaient différents de ceux de la pandémie, mais ils n'en étaient pas moins exigeants. Une fois de plus, nos employés se sont surpassés et ont obtenu des résultats extraordinaires. Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier chacun d'entre eux pour les efforts exceptionnels qu'ils ont déployés au cours de l'année écoulée. Je remercie tout particulièrement les équipes qui ont maintenu notre production et nos livraisons à nos clients dans des situations exceptionnelles, par exemple sur le site de Beit Haemek en Israël.

Nous tenons particulièrement à vous remercier, chers clients, partenaires et actionnaires, pour la confiance que vous nous témoignez depuis de nombreuses années. Nous sommes convaincus que nous pourrions poursuivre notre collaboration à long terme et serions ravis que vous nous accompagniez en 2024 et au-delà.

Joachim Kreuzburg
Président

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
Président-Directeur Général



Pascale Boissel



Susan Dexter



Romaine Fernandes



Anne-Marie Graffin



Lothar Kappich



Henri Riey

1.3 Actions Sartorius Stedim Biotech

Caractéristiques de l'action¹

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 2023

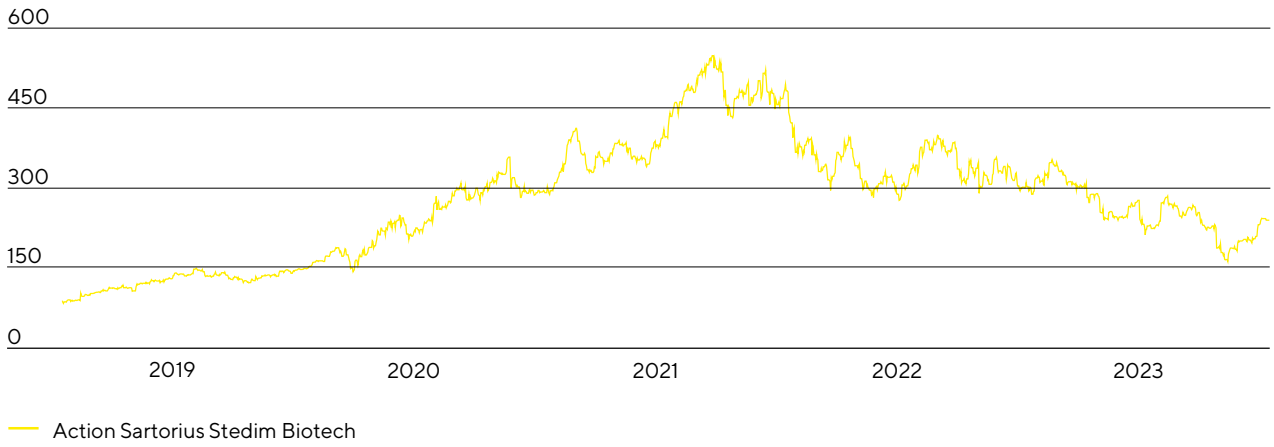
Performances positives des marchés boursiers internationaux

En 2023, les marchés boursiers internationaux ont enregistré des hausses de prix malgré le ralentissement de la dynamique économique et la hausse des rendements obligataires. La baisse des taux d'inflation et les attentes des acteurs du marché quant à une inversion des taux d'intérêt ont eu un impact positif sur le sentiment des marchés boursiers. En outre, l'économie américaine, en particulier, a été plus robuste que prévu initialement, ce qui signifie qu'une récession est considérée comme de plus en plus improbable. Dans ce contexte, l'indice Dow Jones a terminé l'année à 37 690 points, en hausse de 13,7%. MSCI Europe a conclu l'année avec une hausse d'environ 11,2% (1 917 points). Le CAC 40 et le CAC Large 60, qui intègrent les actions Sartorius Stedim Biotech, ont également enregistré une hausse de 16,5% à 7 543 points et de 16,1% à 8 139 points, respectivement.

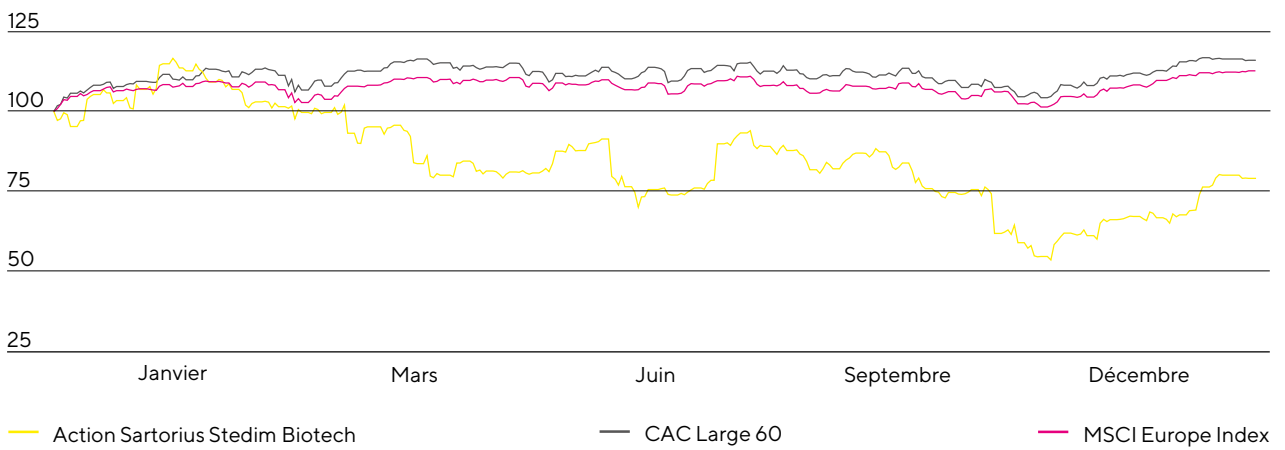
Baisse du cours des actions de Sartorius Stedim Biotech

La performance de l'action Sartorius Stedim Biotech a été affectée en 2023 par les perspectives de croissance temporairement réduites. Compte tenu du fait que la réduction des stocks par les clients après la pandémie a pris plus de temps que prévu et que la reprise de la demande a été retardée, les prévisions financières ont dû être revues à la baisse à deux reprises. La faiblesse générale du marché a également freiné le développement des activités des autres grands fabricants de technologies de bioprocédés et d'instruments de laboratoire, ce qui signifie que l'évolution du cours des actions des entreprises du secteur des sciences de la vie a été inférieure à la moyenne par rapport à l'ensemble du marché. Dans ce contexte, l'action Sartorius Stedim Biotech a clôturé l'année boursière 2023 à 239,50 euros, soit une baisse de 20,8% par rapport à l'année précédente.

L'action Sartorius Stedim Biotech en €
du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2023



L'action Sartorius Stedim Biotech comparée aux CAC Large 60 et MSCI Europe Index (indexé)
du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023



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. Deux tutoriels virtuels sur les marchés financiers ont aussi été proposés au cours de l'exercice, permettant aux participants de bénéficier, de la part du groupe, d'informations détaillées sur certains segments de produits et sur le sujet de la durabilité.

Toutes les informations et publications concernant notre société et son actionnariat sont disponibles sur notre site internet www.sartorius.com.

Analystes

Les recommandations des analystes financiers sont un appui important pour la prise de décisions des investisseurs privés comme institutionnels. Actuellement, 17 intermédiaires préparent et mettent régulièrement à jour des rapports sur les actions de Sartorius Stedim Biotech.

Recommandations des analystes

Date	Société	Prix en €	Recommandation
25 janvier 2024	Bernstein	271,00	Acheter
24 janvier 2024	Intron Health	165,00	Vendre
23 janvier 2024	ODDO BHF	205,00	Conserver
16 janvier 2024	Morgan Stanley	250,00	Conserver
15 janvier 2024	UBS	260,00	Conserver
10 janvier 2024	HSBC	330,00	Acheter
09 janvier 2024	Société Générale	188,00	Vendre
02 janvier 2024	JP Morgan	280,00	Acheter
20 décembre 2023	Barclays	210,00	Conserver
19 décembre 2023	AlphaValue	282,00	Acheter
12 décembre 2023	Jefferies	240,00	Acheter
28 novembre 2023	CIC Market Solutions	203,00	Conserver
16 novembre 2023	Morningstar	240,00	--
13 novembre 2023	Kepler Cheuvreux	215,00	Acheter
27 octobre 2023	Berenberg	226,00	Acheter
20 octobre 2023	Exane BNP Paribas	235,00	Acheter
19 juin 2023	Gilbert Dupont	280,00	Acheter

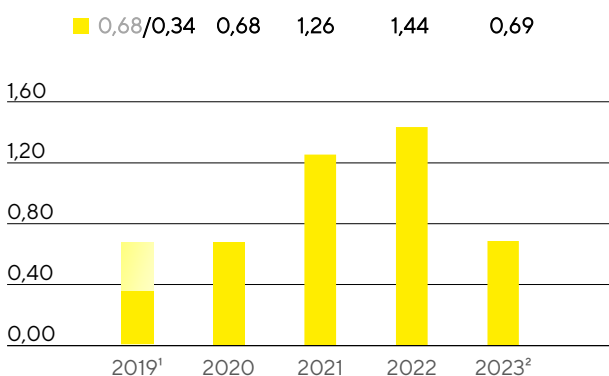
Dividendes

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 26 mars 2024 de verser un dividende de 0,69 € par action sur la base du résultat net courant de 385,9 millions d'euros pour l'exercice 2023, en baisse par rapport au chiffre de 796,6 millions d'euros de l'année précédente. Si la proposition est approuvée, le montant total distribué s'élèverait à 67,1 millions d'euros¹ (2022 : 132,7 millions d'euros). Le ratio dividendes / résultat net courant s'établirait alors à 16,5 % (2022 : 16,7 %).

¹ Calcul basé sur le nombre d'actions ayant droit aux dividendes après l'augmentation de capital du 7 février 2024, totalisant 97 315 214

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

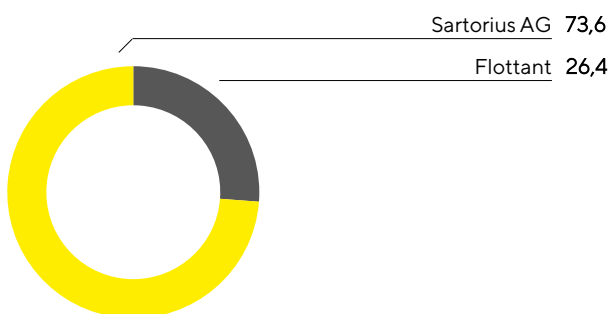
La rentabilité totale pour les actionnaires tient compte des dividendes versés et de toute augmentation du cours de l'action sur une période donnée. Elle reflète donc la performance d'un investissement dans son intégralité. En 2022, les actions Sartorius Stedim Biotech ont généré une rentabilité totale de -20,6 %, contre -37,0 % 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 2023 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 2023, 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

		2023	2022	2021	2020	2019
Cours de l'action ¹ en €	Date de clôture ⁴	239,50	302,50	482,40	291,20	147,70
	Haut	353,00	482,40	548,20	357,60	149,20
	Bas	162,00	276,70	287,60	143,00	83,30
Dividendes ² en €		0,69	1,44	1,26	0,68	0,34
Total des dividendes versés ² en millions €		67,1	132,7	116,1	62,7	31,3
Rendement par action ³ en %		0,3	0,5	0,3	0,2	0,2
Capitalisation boursière en millions €		22 077,2	27 884,5	44 467,7	26 842,9	13 615,0
Volume d'activité moyen quotidien de l'action en nombre de transactions		58 852	48 754	52 717	70 414	63 935
Volume d'échange de l'action en millions €		3 730,2	4 266,1	5 524,1	4 234,6	2 037,8
CAC Large 60 (dernier cours de l'année)		8 139	7 011	7 806	6 144	6 598
SBF 120 (dernier cours de l'année)		5 732	4 973	5 546	4 432	4 704

1 Dernier cours du jour

2 Pour 2023, 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