

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