

# 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 is the signature of Joachim Kreuzburg.

Joachim Kreuzburg  
Président-Directeur Général