

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