

## Nouvelles perspectives de croissance sur le marché des produits de laboratoire

Selon les estimations de plusieurs observateurs, le marché des consommables et des instruments de laboratoire devrait enregistrer une croissance annuelle de 4% à 5% au cours des prochaines années pour atteindre une valeur totale avoisinant les 85 milliards d'euros en 2026.

Sur les marchés finaux, la demande principale continuera probablement à être générée par l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, notamment face à la recherche continue de nouveaux médicaments et leur approbation, ainsi qu'aux nombreuses innovations scientifiques et technologiques et à la forte croissance en Chine. EvaluatePharma prévoit ainsi que les fonds de recherche sectorielle augmenteront de 3,0% par an durant la période 2022-2028. Selon les études de marché, le segment des instruments de bioanalyse devrait bénéficier tout particulièrement de cet environnement et afficher un taux de croissance encore supérieur à la moyenne au sein du marché des produits de laboratoire.

La hausse des budgets alloués aux établissements universitaires et de recherche publique devrait également stimuler la croissance dans certains pays. En revanche, la pandémie et le risque de confinement ou d'interruption temporaire de la production, ainsi que le ralentissement anticipé de la croissance économique mondiale, constituent un risque en termes de demande sur les marchés industriels finaux. Les observateurs de marché continuent de tabler sur des taux de croissance plus élevés en Chine comme en Inde. Par ailleurs, les exigences réglementaires renforcées dans différents secteurs génèrent une demande accrue en instruments dédiés à l'analyse d'échantillons et au contrôle qualité. En outre, les investissements en infrastructures de laboratoire sont de plus en plus prisés, surtout en Chine, grâce aux efforts du gouvernement pour promouvoir l'innovation dans plusieurs secteurs clés. Pour la première fois, le pays a investi davantage que les États-Unis dans la recherche et le développement en 2021, entraînant ainsi une nouvelle augmentation de sa part des dépenses en R&D.

Sources : BioPlan : 19th Annual Report and Survey of Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production, avril 2022 ; EvaluatePharma : World Preview 2022, Outlook to 2028, octobre 2022 ; SDi : Global Assessment Report 2022, juin 2022 ; [www.fda.gov](http://www.fda.gov)

## Perspectives de développement

Suite à la croissance exceptionnelle des années passées, Sartorius Stedim Biotech s'attend à une nouvelle croissance en 2023 malgré une normalisation de la demande et de nouvelles chutes anticipées des activités liées au Covid-19. Le chiffre d'affaires consolidé devrait progresser d'un taux de pourcentage à un chiffre (dans le bas de la fourchette). Hors activités liées au Covid-19, l'augmentation devrait se situer dans un taux de pourcentage à un chiffre (dans la fourchette moyenne à élevée). Il est prévu que les acquisitions contribuent à environ 1 point de pourcentage à la croissance. La marge d'EBITDA courant du groupe est estimée au niveau de l'année passée (35,0%).

L'entreprise poursuivra son vaste programme d'extensions des capacités en 2023. Le ratio d'investissement devrait se situer à près de 12,5% et le ratio endettement net / EBITDA courant à environ 0,5. Cette projection ne tient pas compte des éventuelles acquisitions. Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Par ailleurs, comme l'affirme la direction, les secteurs des sciences de la vie et de la biopharmaceutique sont à la fois plus dynamiques et volatiles depuis quelques années. La pandémie de coronavirus ayant accentué cette tendance. Qui plus est, les prévisions reposent sur l'hypothèse que la situation économique mondiale et géopolitique, les chaînes d'approvisionnement, l'inflation et l'approvisionnement en énergie ne se détériorent pas, et qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions majeures en lien avec la pandémie de coronavirus. Les prévisions actuelles reflètent donc un degré d'incertitude plus important qu'à l'accoutumée.