

Aubagne, le 31 mars 2023

Sartorius Stedim Biotech acquiert Polyplus

- L'entreprise française Polyplus est un fournisseur innovant de technologies en amont pour les thérapies cellulaires et géniques.
- Les plasmides et réactifs de transfection Polyplus sont des composants clés de la fabrication des vecteurs viraux.
- Prix d'acquisition convenu : près de 2,4 milliards d'euros

Sartorius Stedim Biotech, partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a signé un accord en vue d'acquérir Polyplus pour une somme avoisinant les 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés dont ARCHIMED et WP GG Holdings IV B.V., une filiale de Warburg Pincus.

Polyplus, qui compte près de 270 collaborateurs, développe et produit des réactifs de transfection, des réactifs de transfection d'ADN/ARN, ainsi que de l'ADN plasmidique de haute qualité et conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Il s'agit de composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et autres produits thérapeutiques modernes. Polyplus, qui enregistre des taux de croissance élevés, devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros et une marge d'EBITDA très importante. La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, y compris la présentation au comité d'entreprise pour consultation et l'approbation par les autorités réglementaires, et devrait être conclue au troisième trimestre 2023.

Fondée en 2001 et établie à Strasbourg, France, Polyplus dispose de sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine. L'entreprise a développé son champ d'expertise au-delà des réactifs de transfection grâce à l'acquisition de technologies voisines telles que la conception de plasmides et la fabrication de plasmides et de protéines, élargissant ainsi son portefeuille de solutions en amont pour les thérapies géniques et les thérapies cellulaires génétiquement modifiées.

« Les solutions innovantes de Polyplus sont très complémentaires de notre portefeuille, en particulier de notre offre de milieux de culture cellulaire et de composants essentiels au développement et à la fabrication de thérapies avancées. Il existe également de solides synergies avec notre portefeuille de solutions en aval pour la fabrication de produits pour les thérapies géniques », a déclaré René Fáber, membre du Conseil d'administration et directeur général de Sartorius Stedim Biotech. « Sur le marché dynamique et en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques, les vecteurs viraux sont nécessaires pour transférer les gènes intéressants dans les cellules. Les projets de développement de ces thérapies se multiplient et celles-ci sont de plus en plus nombreuses à franchir des étapes décisives. En sa qualité de fournisseur leader de composants essentiels à la production de thérapies cellulaires et géniques, le duo Sartorius Stedim Biotech et Polyplus sera extrêmement bien positionné pour jouer un rôle majeur dans ce domaine dynamique. »

« Ce projet d'acquisition est une étape décisive dans l'histoire de Polyplus, et la reconnaissance de sa position de leader innovant sur le marché en amont ainsi que des excellentes équipes Polyplus à travers le monde », a affirmé Mario Philips, directeur général de Polyplus. « Nous serions heureux d'unir nos forces à celles d'un leader mondial du marché des bioprocédés tel que Sartorius Stedim Biotech. Nos portefeuilles combinés nous donneraient la capacité unique d'optimiser les processus globaux, afin d'offrir une valeur ajoutée inégalée aux clients de thérapies cellulaires/géniques et ADN/ARN, dans un effort soutenu pour rendre ces thérapies essentielles plus abordables. »

« Nous sommes tous deux fiers d'avoir communément soutenu Polyplus dans une période de croissance transformatrice en nous associant à l'entreprise afin d'élargir avec succès son portefeuille de produits et de mettre en œuvre une solide stratégie d'acquisition », a déclaré TJ Carella, directeur général et directeur Healthcare de Warburg Pincus. « ARCHIMED est un actionnaire et partenaire stratégique de Polyplus depuis sept ans. Aussi, nous sommes ravis que l'entreprise et son équipe aient trouvé un si bon acquéreur pour ce nouveau chapitre », a assuré quant à lui Denis Ribon, directeur général et associé gérant d'ARCHIMED. « En tant qu'investisseurs actifs du secteur des sciences de la vie, ARCHIMED et Warburg Pincus croient fermement en l'impact des solutions pharmaceutiques innovantes sur les patients. En raison de leur mission commune, à savoir le soutien de la recherche et le développement de solutions innovantes, nous pensons que Sartorius serait le partenaire idéal de Polyplus et présentons nos meilleurs vœux de succès à Mario et à l'équipe Polyplus pour ce nouveau chapitre », ont ajouté Ruoxi Chen, directeur général de Warburg Pincus et Ludovic Alonzi, directeur d'ARCHIMED.

La société mère ultime Sartorius AG recevra une facilité de crédit-relais de la part de J.P. Morgan pour une période transitoire afin de financer la transaction. Sartorius entend rembourser ce crédit à l'aide d'instruments financiers à long terme qui pourraient inclure un élément de fonds propres.

Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP a fourni un conseil juridique à Polyplus et ses actionnaires. William Blair a été le conseiller financier de Sartorius, tandis que le conseil juridique a été assuré par Milbank LLP et Jeantet.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces prévisions à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance organique significative et étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros. À la fin de l'année 2022, quelque 12 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Contact

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com

Suivez Sartorius Stedim Biotech sur [Twitter](#) @Sartorius_Group et sur [LinkedIn](#).