

Aubagne, France, le 18 juillet 2023

Sartorius Stedim Biotech vient de conclure l'acquisition de Polyplus

Sartorius Stedim Biotech, partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a conclu avec succès l'acquisition de l'entreprise française Polyplus. La transaction a été achevée le 18 juillet 2023 après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires.

Polyplus est un fournisseur de premier plan de technologies innovantes pour les thérapies cellulaires et géniques. Les plasmides et réactifs de transfection Polyplus sont des composants clés de la fabrication des vecteurs viraux. L'entreprise a développé son champ d'expertise au-delà de ce domaine 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.

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 des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l'exactitude du présent communiqué.

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

Communication du groupe

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com

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