

Aubagne, France | 11 août 2025

Sartorius Stedim Biotech et Nanotein Technologies s'associent pour faire progresser la fabrication de thérapies cellulaires

- Les réactifs NanoSpark® de Nanotein améliorent l'activation et le développement cellulaires dans la fabrication de thérapies cellulaires
- Accord exclusif de distribution mondiale pour les produits d'activation NanoSpark®
- Développement conjoint de nouvelles solutions pour les marchés des thérapies cellulaires et géniques
- Sartorius Stedim Biotech acquiert une participation minoritaire

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, et Nanotein Technologies, développeur de réactifs de nouvelle génération pour l'activation des cellules immunitaires, ont conclu un partenariat. Dans le cadre de cette collaboration, Sartorius Stedim Biotech investira jusqu'à 3 millions de dollars américains dans une participation minoritaire dans Nanotein Technologies afin de soutenir la commercialisation et le développement conjoint de solutions basées sur la plateforme NanoSpark®.

Dans le cadre de cet accord de distribution exclusif, Sartorius Stedim Biotech proposera les produits de pointe de Nanotein à ses clients partout dans le monde : le NanoSpark® STEM-T Soluble T Cell Activator et le NanoSpark® GROW-NK Soluble Activator. Ces réactifs sont conçus pour améliorer le développement et la quantité de lymphocytes T et de lymphocytes NK, deux types de cellules immunitaires essentielles utilisés dans de nombreuses applications de thérapies cellulaires, notamment les thérapies contre le cancer basées sur les cellules CAR-T et NK.

La production de thérapies cellulaires efficaces commence par l'activation des cellules immunitaires afin de déclencher leur développement et de générer un grand nombre de cellules de haute qualité. Dans ce processus, les développeurs sont confrontés à des défis, comme la dépendance aux cellules nourricières ou des rendements variables. « Les activateurs solubles de Nanotein sont destinés à améliorer le développement des thérapies cellulaires en augmentant la qualité et la quantité de lymphocytes T et en offrant un activateur soluble sans cellules nourricières pour l'activation et le développement des lymphocytes NK, résolvant ainsi des difficultés critiques dans le processus de fabrication », déclare Curtis Hodge, co-fondateur et CEO de Nanotein Technologies.

« Ce partenariat permettra à nos clients d'avoir accès aux nouveaux outils les plus prometteurs pour simplifier les processus et donc améliorer la fabrication de cellules immunitaires », déclare René Fäber, directeur général de Sartorius Stedim Biotech. « Avec Nanotein, nous donnons aux fabricants de thérapies

cellulaires les moyens d'innover plus rapidement et en toute confiance, du développement de procédés à la clinique ».

De plus, Sartorius Stedim Biotech et Nanotein Technologies collaboreront en utilisant la plateforme NanoSpark® pour développer d'autres offres de produits novateurs pour les marchés en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques.

À propos de Nanotein Technologies, Inc.

Nanotein est une start-up de biotechnologie de série B, basée à Berkeley en Californie, qui fabrique des réactifs de nouvelle génération qui développent et activent les cellules immunitaires pour les applications de thérapies cellulaires. Les produits STEM-T et GROW-NK, destinés uniquement à la recherche, sont actuellement commercialisés. Le produit STEM-T de qualité cGMP suivra fin 2025, suivi de GROW-NK en 2026. La technologie NanoSpark® est une structure protéique entièrement soluble à laquelle sont liés des anticorps spécifiques et fonctionnels par une interaction non covalente à haute affinité. Cela permet d'obtenir un produit protéine-anticorps hautement efficace, doté d'une géométrie optimale pour tirer parti de la biologie du regroupement des récepteurs et stimuler le développement des cellules immunitaires aux qualités multipotentes lors de l'activation ex vivo. Les produits NanoSpark® offrent des performances différenciées, générant des rendements plus élevés de cellules immunitaires plus saines et fonctionnelles sur le plan thérapeutique pour des applications thérapeutiques avancées.

Consultez le site www.nanoteintech.com. Pour toute demande, veuillez envoyer un e-mail à : info@nanoteintech.com

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, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière plus sûre, plus rapide et plus durable. 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 étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. Actuellement, plus de 9 900 personnes travaillent pour ses clients à travers le monde.

Rendez-vous sur notre [page actualités](#) et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

Contact

Leona Malorny
Responsable de la communication externe
+49 551 308 4067
leona.malorny@sartorius.com