

Göttingen, 9. April 2024

Sartorius und TheWell Bioscience: Kooperation für genauere Vorhersagen in der Arzneimittelforschung

- Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der tierfreien Hydrogellösungen von TheWell Bioscience für 3D-Zellmodelle
- Lösungen tragen dazu bei, tierbasierte Modelle durch humanrelevantere, organoide Modelle zu ersetzen und so bessere Vorhersagen in der Arzneimittelforschung zu erzielen
- Synergien mit bioanalytischen Laborinstrumenten für die Zellbildung von Sartorius

Der Life-Science-Konzern Sartorius und das US-amerikanische Startup TheWell Bioscience haben eine Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von Hydrogelen und Biotinten zur Herstellung von 3D-Zellmodellen für die Arzneimittelforschung vereinbart. Darüber hinaus wird Sartorius das Portfolio seiner Laborsparte durch Produkte von TheWell Bioscience erweitern und in eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen investieren.

TheWell Bioscience ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der tierfreien Hydrogele und Biotinten. Mit diesen können 3D-Biomimicking-Plattformen entwickelt werden, die in der Präzisionsmedizin, der Entwicklung von Zelltherapien und der Herstellung von Biopharmazeutika zum Einsatz kommen. Diese 3D-Zellmodelle sind komplexe biologische Strukturen, die die Organisation und Funktion von Zellen in lebenden Organismen nachahmen. So ermöglichen diese humanrelevanten organoide Modelle genauere Vorhersagen zu Wirksamkeit, Toxizität und Nebenwirkungen von Medikamenten beim Menschen als tierbasierte Modelle. 3D-Zellmodelle sind ein wichtiger strategischer Wachstumsbereich für Sartorius.

"Mit ihren innovativen Technologien ist die Laborsparte von Sartorius darauf ausgerichtet, Forschenden dabei zu helfen, die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Die Produkte von TheWell Bioscience ergänzen nahtlos unsere bioanalytischen Instrumente, Zytokine und Medienprodukte, die in der Anzucht und Analyse zahlreicher 3D-Sphäroiden und organoide Modellen zum Einsatz kommen. Die Hydrogellösungen sind dabei hochkompatibel mit unserem Live-Cell-Imaging-System, mit dem sich Zellgesundheit und -verhalten in Echtzeit überwachen und analysieren lassen. Durch die Partnerschaft mit The Well ermöglichen wir unseren Kunden, noch schneller relevantere Erkenntnisse zu gewinnen und so die Markteinführung ihrer Produkte zu beschleunigen", sagte Fiona Coats, Marketingleiterin der Sparte Lab Products & Services von Sartorius, die im Rahmen der Minderheitsbeteiligung dem Vorstand von TheWell Bioscience beitreten wird.

"Unser Portfolio umfasst 60 synthetische, bei Raumtemperatur stabile und tierversuchsfreie Hydrogele, Biotinten, Lösungen und funktionelle Tests für Biopharma-Kunden, die sich von tierbasierten extrazellulären Matrizen für 3D-Zellmodelle und injizierbare Darreichungsformen abwenden wollen. Die Zusammenarbeit mit Sartorius wird unsere Reichweite in den Life Sciences und dem Biopharmamarkt

ausbauen und mehr Kunden helfen, ihre Forschung im Bereich der innovativen Biomedizin und personalisierten Therapien zu beschleunigen", sagte John Huang, Gründer und CEO von TheWell Bioscience.

Sartorius in Kürze

Sartorius (XETRA: SRT3 | SRT) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 14.600 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Besuchen Sie unseren [Newsroom](#) und folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#)

TheWell Bioscience in Kürze

TheWell Bioscience Inc. ist auf die Herstellung innovativer 3D-Zellkulturplattformen spezialisiert, die die Entwicklung der personalisierten Medizin vorantreiben. Das Unternehmen produziert und vermarktet VitroGel®, ein biofunktionelles, tierfreies, synthetisches Hydrogelsystem für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter fortschrittliche Organoid-Modelle, 3D-Wirkstoffscreening und immunonkologische Co-Kulturen für die Präzisionsmedizin. Die Plattform ist vollständig an Hochdurchsatz-Laborautomationsgeräte anpassbar und kann als injizierbares Verabreichungssystem für Zelltherapie und Wundheilung eingesetzt werden. Auch mit den geplanten GMP-Produkten und dem innovativen 3D-Scale-up-Bioprozess für die 3D-Zell-/Proteinherstellung verfolgt TheWell Bioscience die Mission, die Biomedizin für Patienten weltweit zu verbessern.

Kontakt Sartorius

Leona Malorny
Head of External Communications
+49 (0)551 308 4724
Leona.Malorny@sartorius.com

Kontakt TheWell Biosciences

Eryka Bantolino
Marketing Specialist
+1 973 855 4955
media@thewellbio.com