

Yauco, Puerto Rico, 18. Juli 2023

Sartorius eröffnet in Puerto Rico Produktionsstätte für Zellkulturmedien

- Offizielle Eröffnung der 2.000 Quadratmeter großen Produktionsfläche am bestehenden Standort in Yauco
- Erweiterung der Kapazitäten zur Herstellung von Zellkulturmedien in Pulverform mit Fokus auf Kunden in der Region Amerika

Der Life Science Konzern Sartorius hat seinen bestehenden Standort in Yauco, Puerto Rico, um eine Produktionsstätte für Zellkulturmedien erweitert. Mit dem 2.000 Quadratmeter großen Bereich, der heute offiziell eröffnet wurde, vergrößert das Unternehmen seine Kapazitäten für Zellkulturmedien, wobei der Fokus auf Kunden in der Region Amerika liegt. Die Produktion wurde im Frühjahr 2023 gestartet und wird bis zum Jahresende ausgeweitet.

Zellkulturmedien sind Wachstumssubstanzen und Nährstoffe für Zellen, die in jedem biopharmazeutischen Herstellungsprozess benötigt werden. Mit der neuen, hochmodernen Produktionsstätte kann Sartorius aus seinem Werk in Yauco heraus qualitativ hochwertige, zulassungsfreundliche Zellkulturmedien in Pulverform liefern, die bei der Herstellung von therapeutischen Proteinen und anderen Modalitäten zum Einsatz kommen.

"Die neue Zellkulturmedienproduktion in Yauco ist Teil unseres globalen Kapazitätserweiterungsprogramms und ein wichtiger Baustein im Sartorius-Produktionsnetzwerk. Mit ihr werden wir unser umfassendes Portfolio insbesondere für Kunden in der Region Amerika weiter stärken. Darüber hinaus unterstreicht diese Investition unser Bekenntnis zu Puerto Rico und dem Team vor Ort sowie die Bedeutung des Standortes bei unserem Ziel, Kunden bei der schnellen und effizienten Entwicklung und Herstellung von biopharmazeutischen Arzneimitteln zu unterstützen", sagte René Fáber, Mitglied des Vorstands und Leiter der Sparte Bioprocess Solutions bei Sartorius.

"Sartorius ist Ausdruck des anhaltenden Vertrauens, das pharmazeutische Unternehmen und ihre Zulieferer in ihre Aktivitäten in Puerto Rico setzen. Die Gründe für dieses Vertrauen sind vielfältig. So verfügt die Insel über umfassende Erfahrung in dieser Branche und über spezialisierte und weltweit anerkannte Arbeitskräfte. Zugleich punktet Puerto Rico mit Investitionsanreizen und seiner strategischen Lage mit Blick auf die Märkte in der Region Amerika", sagte Manuel Cidre Miranda, Secretary of the Department of Economic Development and Commerce (DDEC).

Das Sartorius-Werk in Yauco nahm 1983 den Betrieb offiziell auf und war [der erste Produktionsstandort des Unternehmens außerhalb Deutschlands](#). Seitdem stellt Sartorius dort Filter her und seit 2012 zudem auch sterile Einwegbeutel. Derzeit beschäftigt Sartorius mehr als 1.200 Mitarbeiter am Standort Yauco.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern 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 und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com

Folgen Sie Sartorius auf [Twitter](#) und auf [LinkedIn](#).