



Seek Together™

SÜDPACK  
MEDICA

SARTORIUS

## **Dow, Sartorius und Südpack arbeiten eng zusammen, um die weltweite Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen zu unterstützen**

*Essenzielle Sartorius-Produkte, hergestellt mit Südpack-Folien aus Dow-Granulaten, fördern eine sichere und effektive Impfstoffproduktion zur weltweiten Versorgung*

**Schweiz – 22. Februar 2022** – Die Unternehmen Dow (New Yorker Börse: DOW), Sartorius und Südpack Medica sind eine gemeinsame Partnerschaft entlang der Wertschöpfungskette zur Herstellung von Bioreaktor- und 3D-Beuteln eingegangen und unterstützen damit die globalen Bemühungen zur Impfung gegen Coronaviren. Die Bioreaktor- und 3D-Beutel sind ein unabdingbarer Baustein für die sichere Produktion und den weltweiten gefahrlosen Transport von Corona-Impfstoffen.

Der globale Kampf gegen die Pandemie geht weiter und daher brauchen Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Impfstoffen, die effizient und nach strengen Sicherheitsstandards hergestellt werden. Dow, gemeinsam mit Sartorius, einem führenden internationalen Partner der Life Science Forschung und der biopharmazeutischen Industrie, und die Südpack-Verpackungsgruppe tragen mit innovativen Lösungen zur globalen Versorgung mit diesen Impfstoffen bei und sorgen mit ihrer Lösung dafür, dass diese schnell und sicher an ihren Bestimmungsort gelangen.

Sterile Bioreaktor-Beutel aus Mehrschichtfolien beschleunigen und unterstützen die notwendigen Prozessschritte zur Impfstoffherstellung und kommerziellen Vermarktung. Sie haben ein Fassungsvermögen von bis zu 2.000 Litern und sind auf eine äußerst effiziente Durchmischung und einen hohen Sauerstofftransfer ausgelegt. Damit sind sie ideal für Säugetierzellkulturen, also für Prozesse, die eine hohe Zelldichte erfordern oder auf Mikroträgern basieren. So produzieren etwa Zellen unter genau festgelegten Bedingungen in Bioreaktoren den Wirkstoff für die Herstellung von Corona-Impfstoffen. Das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den drei Partnern ist ein stabiler, prädiktiver Prozess, der Patienten auf der ganzen Welt ein sicheres, zuverlässiges biologisches Pharmazeutikum bietet.

Die flexiblen 3D-Beutel sind für sterile und gebrauchsfertige Flüssigkeiten bestimmt und wurden für die Lagerung und den Versand von großen Mengen an biopharmazeutischen Lösungen entwickelt. Damit sind die Beutel eine sichere und bequeme Einweglösung für die Handhabung, Lagerung und den Versand von Flüssigkeiten während entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Technologie von Sartorius unterstützt die Produktion derzeitiger und zukünftiger Impfstoffe. Die Bioreaktor- und 3D-Beutel des Unternehmens werden von Pharmaunternehmen zur Kultivierung wichtiger Impfstoffe verwendet, darunter auch Corona-Impfstoffe. Südpack beliefert Sartorius mit den entsprechenden Polymerfolien.

Dabei ist die hohe Leistungsfähigkeit der Südpack-Folien für die sichere Impfstoffproduktion unabdingbar. Mit ihren innovativen Technologien und F&E-Prozessen sowie ihren hohen Hygiene- und Qualitätsstandards verfügt die Südpack Gruppe über die notwendige Leistungsfähigkeit, die

erforderlich ist, um den sich schnell ändernden Anforderungen der Pharmaindustrie gerecht zu werden und auf die Herausforderungen der Pandemie zu reagieren. Die Bioreaktor-Folien unterstützen das reproduktive Wachstumsverhalten der empfindlichen Zelllinien. Die hervorragende Zellebensfähigkeit und -dichte verringern das Risiko von Chargenverlusten oder Inkonsistenzen und führen zu einer hohen Produktreinheit sowie zu verbesserter Produktivität.

Thomas Freis, Managing Director Südpack Medica AG, sagt: *„Da unsere Folien so robust sind, können die hochsensiblen biopharmazeutischen Prozesse global entwickelt, kontrolliert und skaliert werden. Unsere Mehrschichtfolien sind ein wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfungskette für die Herstellung von Einweg-Bioreaktoren und ermöglichen somit die Skalierbarkeit und die schnellere Entwicklung der mRNA-Technologie. Wir von Südpack Medica sind ausgesprochen stolz, einen unverzichtbaren Beitrag zum weltweiten Kampf gegen die COVID-19-Pandemie zu leisten. Wir sind uns aber auch der damit einhergehenden Verantwortung bewusst.“*

*„Sartorius ist Teil der Lösung. Da wir unsere Kunden mit unseren Technologien umfassend bei der Impfstoffproduktion unterstützen, spielen viele unserer Produkte eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Pandemie. Daher zählen unsere Kunden darauf, dass wir immer liefern können. In dieser herausfordernden Situation mit teils unter Druck stehenden Lieferketten sind wir besonders zufrieden, verlässliche Partner wie DOW und Südpack Medica an unserer Seite zu wissen“,* sagt Günther van de Rijt, Head of Procurement, Supply Network & Logistics BPS bei Sartorius.

*„Wir bei Dow bemühen uns nach besten Kräften, die weltweite COVID-19-Impfkampagne zu unterstützen. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Granulate als Teil der Wertschöpfungskette die Entwicklung und Einführung von Impfstoffen auf der ganzen Welt fördern. Das ist eine beeindruckende Teamleistung: Von der Rohstoffproduktion bei uns bis zur Impfstoffverabreichung sind so viele Unternehmen und Menschen beteiligt, die hinter den Kulissen hart arbeiten, um die Wertschöpfungskette in diesem entscheidenden Moment zu unterstützen“,* so Abby Turner, Global Marketing Director for Healthcare & Hygiene Business bei Dow.

###

### **Über Südpack Medica**

Die SÜDPACK Medica AG mit Hauptsitz in Baar (CH) ist einer der führenden Anbieter von sterilen Verpackungslösungen in Europa und wegweisender Partner für die globale medizinische, pharmazeutische sowie diagnostische Industrie. Das Unternehmen ist Teil der SÜDPACK-Unternehmensgruppe und wurde 1989 gegründet. Kernkompetenz der SÜDPACK Medica ist die Entwicklung von Verpackungslösungen für Sterilgüter. Das Produkt- und Leistungsspektrum der SÜDPACK Medica reicht von Standardlösungen über maßgeschneiderte, kundenindividuelle Verpackungskonzepte und umfasst die Herstellung von co-extrudierten Weich- und Hartfolien, die als Boden- und Deckelfolien ihre Anwendung finden, sowie von vorgefertigten Beutellösungen für unterschiedlichste Produkte. Dabei profitiert die SÜDPACK Medica auch von der langjährigen Technologie- und Innovationsführerschaft der SÜDPACK Gruppe im Bereich der Co-Extrusion polymerbasierter Folienlösungen. SÜDPACK Medica hat vier Produktionsstandorte in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Diese sind mit modernster Anlagentechnologie ausgestattet und fertigen nach höchsten Qualitäts- und Hygienestandards, unter anderem auch unter Reinraumbedingungen.

Für eine optimale Betreuung und Zusammenarbeit mit ihren Kunden in aller Welt greift die SÜDPACK Medica auf ein spezialisiertes Team aus Qualität, Vertrieb, Entwicklung und Anwendungstechnik zurück, das über eine langjährige Expertise im Bereich von Polymeren und Verfahrenstechnik sowie im Markt für Sterilgutverpackungen verfügt. Damit ist die SÜDPACK Medica für ihre Kunden kompetenter Lösungspartner für die Umsetzung von Verpackungslösungen auch mit anspruchsvollsten Anforderungen. SÜDPACK fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und nimmt seine Verantwortung als Arbeitgeber sowie gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und seinen Kunden wahr. Mit einem eigenen Standort für die Verarbeitung von Biopolymeren und einer eigenen Compounding zahlt die SÜDPACK Gruppe zudem zu den Vorreitern in der Herstellung von zukunftsweisenden, nachhaltigen und kreislauffähigen Verpackungskonzepten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.suedpack-medica.com](http://www.suedpack-medica.com) und folgen uns auf [LinkedIn](#).

### **Über die Südpack Gruppe**

SÜDPACK ist ein führender Hersteller von Hightech-Folien und Verpackungsmaterialien für die Lebensmittel-, Non-Food-, Medizin- und Pharmabranche, der maximalen Produktschutz sowie optimierte Materialeffizienz und -funktionalität bietet. Das Privatunternehmen mit Sitz in Ochsenhausen wurde 1964 von Alfred Remmele gegründet. Die Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Polen, der Schweiz, den Niederlanden, Indien und den USA sind mit modernster Technologie ausgestattet und fertigen nach höchsten Standards, auch unter Reinraumbedingungen. Mit seinem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz stellt das Unternehmen hohe Kundennähe sowie fortschrittliche Betreuung in der technischen Anwendung in mehr als 70 Ländern sicher. In seinem Innovationszentrum in Ochsenhausen bietet das forschungsorientierte Unternehmen seinen Kunden eine optimale Plattform für Anwendungstests und die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. SÜDPACK fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und nimmt seine Verantwortung als Arbeitgeber sowie gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und seinen Kunden wahr, indem das Unternehmen die effizientesten und nachhaltigsten Verpackungslösungen bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.suedpack.com](http://www.suedpack.com) und folgen uns auf [LinkedIn](#).

### **Über Sartorius**

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 und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. Folgen Sie Sartorius auf [Twitter](#) und auf [LinkedIn](#).

## Über Dow Packaging and Specialty Plastics

Die Stärken von Packaging and Specialty Plastics (P&SP), einer Business Unit von Dow (New Yorker Börse: DOW), sind F&E, sind eine weltweite Präsenz, eine breite Produktpalette und hervorragende Branchenkenntnisse. Somit bietet P&SP Endverbrauchern in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Körperpflege, Infrastruktur, Konsumgüter und Transport den Zugang zu leistungsstarker Spitzentechnologie. P&SP ist einer der weltweit größten Hersteller von Polyethylenharzen, Funktionspolymeren und Klebstoffen, dank Pack Studios führend in Sachen Innovation und ein beliebter Partner entlang der Wertschöpfungskette zur Entwicklung nachhaltiger Anwendungen und Gestaltung langlebiger Kunststoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft. [www.dowpackaging.com](http://www.dowpackaging.com)

## Über Dow

Dow (New Yorker Börse: DOW) ist ein Global Player mit Fokus auf Integration von Vermögenswerten, Innovation und Kenntnissen in der Materialwissenschaft, federführend in der Branche und in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), und strebt rentables Wachstum und eine nachhaltige Zukunft an. Dow möchte das weltweit innovativste, kundenorientierteste, integrativste und nachhaltigste Unternehmen im Bereich Materialwissenschaft werden. Sein Portfolio an Kunststoffen, industriellen Zwischenprodukten, Beschichtungen und Silikonen bietet eine Vielzahl unterschiedlichster wissenschaftlich fundierter Produkte und Lösungen für Kunden in wachstumsstarken Marktsegmenten wie Verpackung, Infrastruktur, Mobilität und Verbraucheranwendungen. Es hat 104 Produktionsstandorte in 31 Ländern und beschäftigt circa 35.700 Mitarbeiter. Dow machte 2021 etwa 55 Milliarden US-Dollar Umsatz. Verweise auf Dow oder das Unternehmen beziehen sich auf Dow Inc. und seine Tochtergesellschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.dow.com](http://www.dow.com) oder folgen Sie [@DowNewsroom](https://twitter.com/DowNewsroom) auf Twitter.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

### Ana Braga

Communications

Manager

Dow

+41 44 728 21 54

[abbraga@dow.com](mailto:abbraga@dow.com)

### Valeska Haux

VP Strategic Marketing

Südpack

+49 7352 925 1676

[valeska.haux@suedpack.com](mailto:valeska.haux@suedpack.com)

### Timo Lindemann

Pressesprecher

Sartorius

+49 551 308 4724

[timo.lindemann@sartorius.com](mailto:timo.lindemann@sartorius.com)