

SARTORIUS

15
out of
150

A Travel Through Time



Spotlighting the 150 Years of Sartorius

Welcome to “15 out of 150,” a travel in time through Sartorius’ corporate history. A sampling of 15 spotlights from 150 years traces how we evolved from a precision mechanical workshop into a leading international life science group. Both then and today, our innovative tools have been helping researchers make scientific discoveries. Yet today we are entirely focusing on serving the biopharma sector – an industry that did not even exist 150 years ago.

Markets and technologies are evolving faster than ever. Our goal remains to help scientists and engineers develop and manufacture medications from the first idea to production - so more people will have access to better medicine.

Schlaglichter aus 150 Jahren Sartorius

Willkommen zu „15 aus 150“, einer kleinen Zeitreise durch die Sartorius-Unternehmensgeschichte. 15 Schlaglichter aus 150 Jahren zeigen unsere Entwicklung von einer feinmechanischen Werkstatt zu einem international führenden Life-Science-Konzern. Damals wie heute helfen unsere innovativen Tools, Experimente schneller und mit besseren Ergebnissen durchzuführen. Heute bedienen wir mit der Biopharmabranche jedoch Kunden, die es vor 150 Jahren noch gar nicht gab.

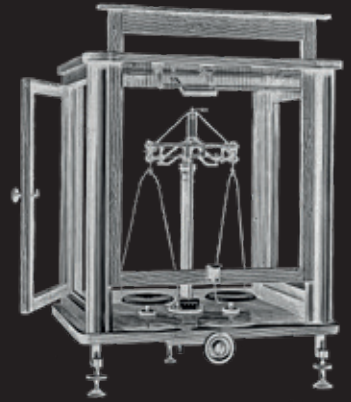
Märkte, Technologien und Produkte entwickeln sich weiter. Unser Ziel bleibt es, Wissenschaftlern und Ingenieuren dabei zu helfen, schneller und einfacher Fortschritte bei der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu erreichen - damit mehr Menschen Zugang zu besserer Medizin erhalten.



Pioneering Lab Work

Florenz Sartorius built tools and instruments for research laboratories at the University of Göttingen. In 1870, he founded his own company and further developed one of the technologies he became familiar with during his training and on travels to work with other specialists: the short-beam analytical balance.

This reduced the time needed for accurate scientific measurements. His innovations enabled researchers and pharmacists to work more efficiently. At an early stage, Sartorius won an award at the 1876 Philadelphia World's Fair in the United States; numerous prizes and awards at international trade shows followed.



Unternehmensgründung

Florenz Sartorius baut Instrumente für die Forschungslabore der Göttinger Professorenschaft. 1870 gründet er seinen eigenen Betrieb und entwickelt eine der Technologien weiter, die er in der Lehrzeit und der nachfolgenden Wanderschaft bei anderen Experten kennengelernt hat: die kurzarmige Analysenwaage.

Diese reduziert den Zeitaufwand für wissenschaftlich präzise Messungen. Forscher und Apotheker können dank seiner Innovationen effizienter arbeiten. Sartorius wird bereits 1876 auf der Weltausstellung in Philadelphia ausgezeichnet, zahlreiche Preise auf internationalen Messen folgen.





Next Generation

Florenz Sartorius used his craftsmanship skills and scientific curiosity to devise incubators with precisely regulated temperatures for poultry farming in the 1890s, followed by heated chambers for bacteriological research. As of 1906, he included his sons as members of the company's management.

Using the profits generated by his weighing instrument business, Sartorius purchased companies with complementary technologies. New products expanded the firm's portfolio, including microtomes and measuring instruments for astronomy, geodesy and physics.



Generationswechsel

Sein handwerkliches Geschick und seine wissenschaftliche Neugier lassen Florenz Sartorius in den 1890er Jahren Brutschränke für die Geflügelzucht mit präzise geregelter Temperatur entwickeln. Ihnen folgen Wärmeschränke für bakteriologische Zwecke. Seine Söhne bindet er ab 1906 in die Unternehmensleitung ein.

Mit Gewinnen aus dem Waagenbau kauft Sartorius Unternehmen, deren Technologien sich ergänzen. Neue Produkte wie Mikrotome und astronomische, geodätische sowie physikalische Messgeräte erweitern das Portfolio.





Developments for the Future

In 1927, Sartorius was one of the co-founders of a company that manufactured membrane filters, which completely retain particles, bacteria and other pathogens above a certain size.

The company developed the manufacturing process on a larger commercial scale. Up to the 1940s, Sartorius remained one of the few industrial manufacturers of such filters, apart from a few factories in the Soviet Union. This firm based in Göttingen drove the ongoing enhancement of membrane filter technology. At the end of the twentieth century, with the emergence of biotechnology, membrane filters formed the core of today's bioprocess business.



Entwicklungen für die Zukunft

Sartorius ist 1927 Mitgründer einer Gesellschaft zur Herstellung von Membranfiltern. Die Filter halten Partikel, Bakterien oder andere Krankheitserreger ab einer bestimmten Größe vollständig zurück.

Das Unternehmen entwickelt den Herstellungsprozess in größerem Maßstab. Bis in die 1940er Jahre bleibt Sartorius neben einigen Fabriken in der Sowjetunion einer der wenigen industriellen Hersteller. In Göttingen wird die Membranfilter-Technologie stetig verfeinert. Sie erweist sich am Ende des 20. Jahrhunderts mit Aufkommen der Biotechnologie als Kern des heutigen Bioprozess-Geschäfts.

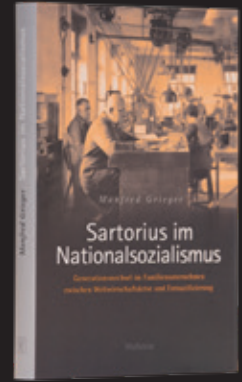




During the Third Reich

Sartorius commissioned an independent scientific study of the activities of the company and of its entrepreneurs during the Nazi era. The results of the study have been published.

What took place at Sartorius largely reflected the economic mainstream in the Third Reich: Sartorius profited from the arms industry and the use of forced labor, supporting the Nazi regime with its system-compliant actions. The company produced equipment for the German air force, including row discharge devices for aircraft bombs.



Sartorius im Nationalsozialismus

Die Unternehmens- und Unternehmertätigkeit während des Nationalsozialismus hat Sartorius wissenschaftlich unabhängig aufarbeiten lassen. Die Ergebnisse der Studie wurden als Buch veröffentlicht.

Demnach bildete das Geschehen bei Sartorius weitgehend die ökonomische Normalität im Nationalsozialismus ab: Sartorius profitierte von der Rüstungswirtschaft und dem Einsatz von Zwangsarbeitern und stützte durch sein systemkonformes Agieren das NS-Regime. Das Unternehmen stellte Ausrüstung für die Luftwaffe her, darunter Reihenabwurfautomaten für Flugzeugsbomben.





A young boy in a red and white plaid shirt and khaki shorts stands on the left, holding a tennis racket.

A woman in a white blouse and a plaid skirt sits on a blue cushion, eating.

A man in a plaid shirt and khaki pants sits on a blue cushion, eating.

A brown and white plaid cushion lies on the grass in the foreground.

A tennis racket lies on the grass in the foreground.

R518

The German Economic Miracle

With its tradition of employing highly qualified specialists in industrial trades, Sartorius contributed its share to the German economic miracle: production was up and running again shortly after the end of the war.

Initial products included commodities such as handcarts and waffle irons. The first analytical balances followed in September 1945. As reconstruction progressed, the demand for high-performance equipment began to rise.



Die Wirtschaftswunderzeit

Mit dem traditionell gut ausgebildeten Stamm von Fachkräften trägt Sartorius seinen Teil zum Wirtschaftswunder bei: Bereits kurz nach Kriegsende wird die Produktion wieder aufgenommen.

Zunächst sind es Bedarfsgüter wie Bollerwagen und Waffeleisen. Im September 1945 folgen die ersten Analysenwaagen. Mit dem Wiederaufbau steigt die Nachfrage nach leistungsfähigen Geräten.



Sartorius
1952



LUFTHANSA

ona Jet

FAV

Going International

Sartorius evolved into one of the leading suppliers on the world market for metrological systems designed for research laboratories and for the industry. Faster transportation links and the development of container ships accelerated global trade. Germany's export rates rose sharply.

Keeping pace with these rates, Sartorius built up a network of distribution and sales affiliates spanning the globe. Unfazed by the trade barriers of the Cold War, Sartorius successfully established business relationships in Eastern Europe as well.

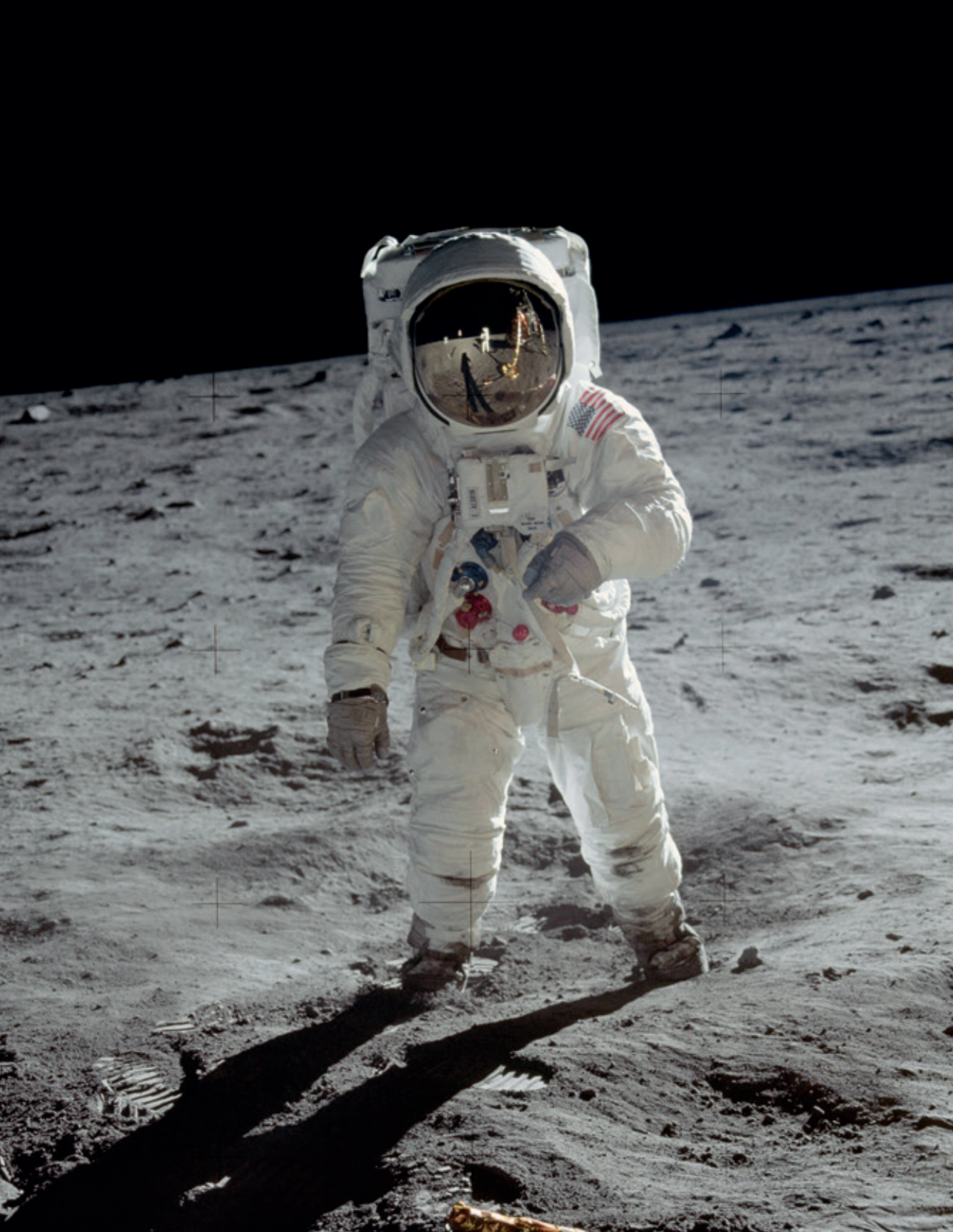


Internationale Präsenz

Mit messtechnischen Systemen für Forschungslabore und die Industrie steigt Sartorius zu einem der führenden Anbieter auf dem Weltmarkt auf. Schnellere Verkehrsverbindungen und die Entwicklung von Containerschiffen beschleunigen den internationalen Handel. Deutschlands Exportrate steigt steil an.

Sartorius baut ein weltumspannendes Netz von Vertriebstochtergesellschaften auf. Unbeeindruckt von Handelshemmnissen des Kalten Krieges knüpft Sartorius erfolgreich Wirtschaftsbeziehungen auch in Osteuropa.





Pacesetter

At the end of the 1960s, the world was looking up into space as history continued to be written in Göttingen: Sartorius employees examined the absolute surface of a rare 20.2-milligram sample of moon rock brought back by the Apollo 11 mission.

In the 1970s, electronics revolutionized weighing technology. The use of electronic components considerably simplified the weighing procedure, reducing the time needed for measurement.



Schrittmacher

Die Welt richtet Ende der 1960er Jahre ihren Blick ins Weltall und die Geschichte setzt sich in Göttingen fort: Sartorius-Mitarbeiter untersuchen kostbare 20,2 Milligramm des Mondgesteins der Apollo-11-Mission auf ihre absolute Oberfläche.

In den 1970er Jahren revolutioniert die Elektronik die Wägetechnik. Durch den Einsatz elektronischer Bauteile wird der Wägevorgang erheblich vereinfacht und die Messzeit deutlich reduziert.



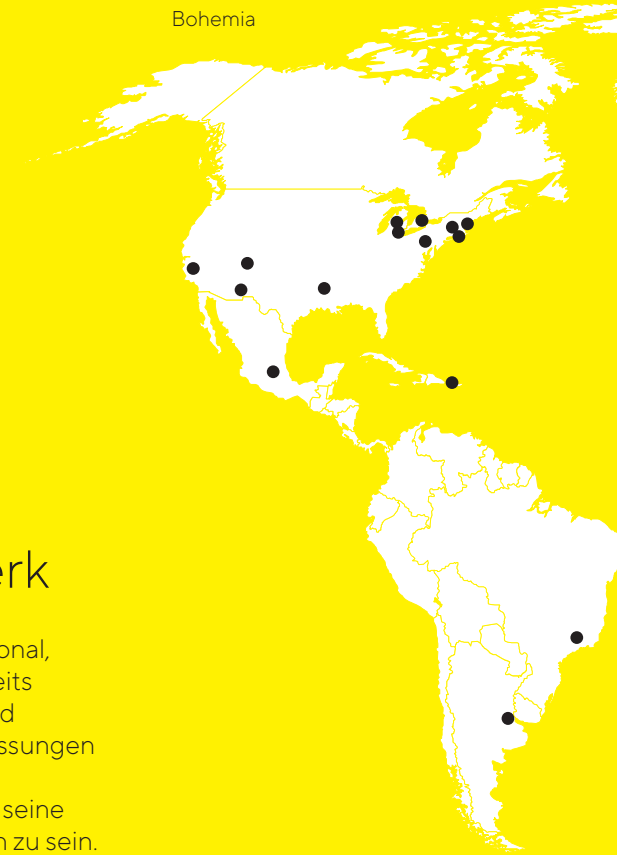
Global Network

Sartorius operated internationally since its founding, advertised at trade shows outside Germany and struck deals in the United States and Great Britain during its initial years of business. The company began to expand its global presence, first by establishing sales offices, then by opening its own production facilities as of the 1980s to stay close to its customers.

Today, Sartorius with its production facilities, sales offices and local agencies operates in more than 110 countries.



Bohemia



Internationales Netzwerk

Sartorius agiert seit seiner Gründung international, wirbt auf Messen im Ausland und schließt bereits in den ersten Jahren Geschäfte in den USA und England ab. Zunächst durch Vertriebsniederlassungen und ab den 1980er Jahren auch über eigene Produktionsstandorte baut das Unternehmen seine globale Präsenz aus, um nah an seinen Kunden zu sein.

Heute ist Sartorius mit seinen Produktionsstätten, Vertriebsniederlassungen und örtlichen Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern aktiv.



Göttingen



Kajaani



Aubagne



Beijing



Bangalore

DAX REX REXP	1628.15	1631.07	1632.12	1622.03	1628.64	I+	0.491	87
BAG	226.50	225.20	226.70	224.60	226.50	I+	1.701	27
BAY	270.20	268.00	271.80	267.70	270.20	I+	5.001	37
DGS	312.80	313.00	313.90	310.50	312.80	I+	3.801	12
HEM1	600.00	599.00	601.00	597.50	600.00	I+	3.001	9
SCH	719.30	719.90	724.00	714.50	717.00	I+	6.801	37
FRS	380.00	379.50	382.00	378.50	380.00	I+	3.001	21
SIE	629.00	628.50	630.90	627.10	629.00	I+	3.001	15
VIA	376.00	376.00	377.00	374.50	376.50	I	0.001	34
RWE	386.70	386.50	387.50	384.50	386.50	I+	3.001	12
VEB	377.40	377.10	378.20	376.50	377.40	I+	1.501	18
BWU	545.00	543.00	545.00	541.00	545.00	I+	1.301	27
DAI	689.00	689.00	691.00	688.00	689.00	I+	5.001	19
LNA	108.50	109.00	109.80	108.50	108.50	I-	3.001	19
VOM	361.50	359.20	363.00	358.00	361.50	I+	3.401	6
						I+	3.001	25



Going Public

New opportunities opened up for Sartorius at the end of the 1980s. Yet expansion of its product portfolio and modernization of its infrastructure required major investments.

The family-run company was restructured to place financing on a well-diversified base and to enable long-term growth: In June 1990, Sartorius went public.



Der Börsengang

Ende der 1980er bieten sich für Sartorius neue Chancen. Die Erweiterung des Portfolios und die Modernisierung der Infrastruktur erfordern jedoch hohe Investitionen.

Um die Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen und Wachstum nachhaltig zu ermöglichen, wird das bis dahin familiengeführte Unternehmen umstrukturiert: Im Juni 1990 geht Sartorius an die Börse.





A Focus on Biopharma

Starting in the mid-1990s, Sartorius specially focused on the still young biotechnology sector. As the first biopharmaceuticals, such as human insulin, were reaching market maturity, industrial-scale production facilities were required for the first time.

While Sartorius had previously been supplying filters for the most part, it began expanding its offering. Thus, in 2000, the company acquired B. Braun Biotech International Melsungen, the leading manufacturer of bioreactors.



Fokus auf Biopharma

Seit Mitte der 1990er Jahre legt Sartorius einen Schwerpunkt auf die damals noch junge Biotechnologie. Da erste Biopharmazeutika wie Humaninsulin Marktreife erreichen, werden Produktionsanlagen erstmals im industriellen Maßstab benötigt.

Lieferte Sartorius bislang vor allem Filter, baut das Unternehmen nun sein Angebot aus. So übernimmt es im Jahr 2000 mit B. Braun Biotech International Melsungen den führenden Hersteller von Bioreaktoren.





SARTORIUS

SARTORIUS

Single-Use Technologies

Many advanced medicinal products – anti-cancer drugs or rheumatism medications – are biopharmaceuticals. With its innovative tools and technologies, Sartorius contributes significantly toward making the production of these biotech medications faster, more efficient and safer – so that more people have access to better medicine.

Single-use technologies help make pharmaceutical manufacturing more eco-friendly and less expensive thanks to lower initial investment outlay and more flexible process designs. With a steadily growing array of products, Sartorius has become a total solutions provider for the entire process chain of the biopharmaceutical industry – from molecule development and production to filling of medical drugs.



Einwegtechnologien

Viele moderne Arzneimittel, zum Beispiel gegen Krebs oder Rheuma, sind Biopharmazeutika. Mit innovativen Tools und Technologien trägt Sartorius maßgeblich dazu bei, diese Medikamente schneller, effizienter und sicherer zu produzieren – damit mehr Menschen Zugang zu besserer Medizin erhalten.

Einwegtechnologien machen die Arzneimittelherstellung umweltfreundlicher – und günstiger durch niedrigere Anfangsinvestitionen und flexiblere Prozessgestaltung. Mit einer stetig wachsenden Produktpalette entwickelt sich Sartorius zum Lösungsanbieter für die gesamte Prozesskette der Biopharmaindustrie: von der Molekürentwicklung und Produktion bis zur Abfüllung des Medikaments.





Sustainability

Openness

Enjoyment

Employees around the world contribute to Sartorius' success day after day with their ideas, expertise and passion to excel. They are from diverse cultures with different traditions, work styles and languages. What unites all our employees is their strong identification with the company and the vision and values they share.

Nachhaltigkeit

Offenheit

Freude

Mitarbeiter weltweit tragen mit ihren Ideen, ihrem Fachwissen und ihrer Leidenschaft tagtäglich zum Erfolg von Sartorius bei. Sie kommen aus verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Traditionen, Arbeitsstilen und Sprachen. Was alle Mitarbeiter verbindet, ist die starke Identifikation mit dem Unternehmen, eine gemeinsame Vision und gemeinsame Werte.



Simplifying Progress

Automation, digitalization and networking – these trends will govern future laboratory work. That is why Sartorius is supporting its customers with intuitive user interfaces, intelligent assistance systems and automated data management capabilities.

To support biopharmaceutical clients across their entire value chain, the company is further expanding its portfolio through acquisitions. With innovative offerings in bioanalytics, Sartorius is helping to considerably accelerate the often time-consuming development of new active pharmaceutical ingredients.



Simplifying Progress

Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung – diese Trends bestimmen die Laborarbeit der Zukunft. Sartorius unterstützt seine Kunden mit intuitiver Nutzerführung, Assistenzsystemen und automatisiertem Datenmanagement.

Um insbesondere Biopharmakunden über ihre gesamte Wertschöpfungskette zu begleiten, erweitert das Unternehmen sein Portfolio durch Akquisitionen. Mit innovativen Verfahren in der Bioanalytik trägt Sartorius beispielsweise dazu bei, die oft sehr zeitintensive Entwicklung neuer Wirkstoffe deutlich zu beschleunigen.



Space for Innovation

As a dynamic corporate headquarters environment, Sartorius Campus is continuously evolving. Aside from creating greater capacity, it is designed with open, flexible structures for enhanced workflows in an attractive environment to foster creativity and productivity.

Research & Development
Forschung & Entwicklung

Membrane Manufacturing
Membranfertigung

Forum



Filter Manufacturing
Filterfertigung

Facilities & Operations
Betriebstechnik

Visitor Center

Metro
Metro

Main Entrance
Haupteingang

Raum für Neues

Als moderne Konzernzentrale wird der Sartorius Campus stetig weiterentwickelt. Außer der Schaffung von Kapazitäten geht es um offene, flexible Strukturen und Arbeitsabläufe und um eine attraktive Arbeitsumgebung, die Kreativität und Produktivität fördert.

Lab Instruments Manufacturing
Laborinstrumentenfertigung



Technology Center
Technologie

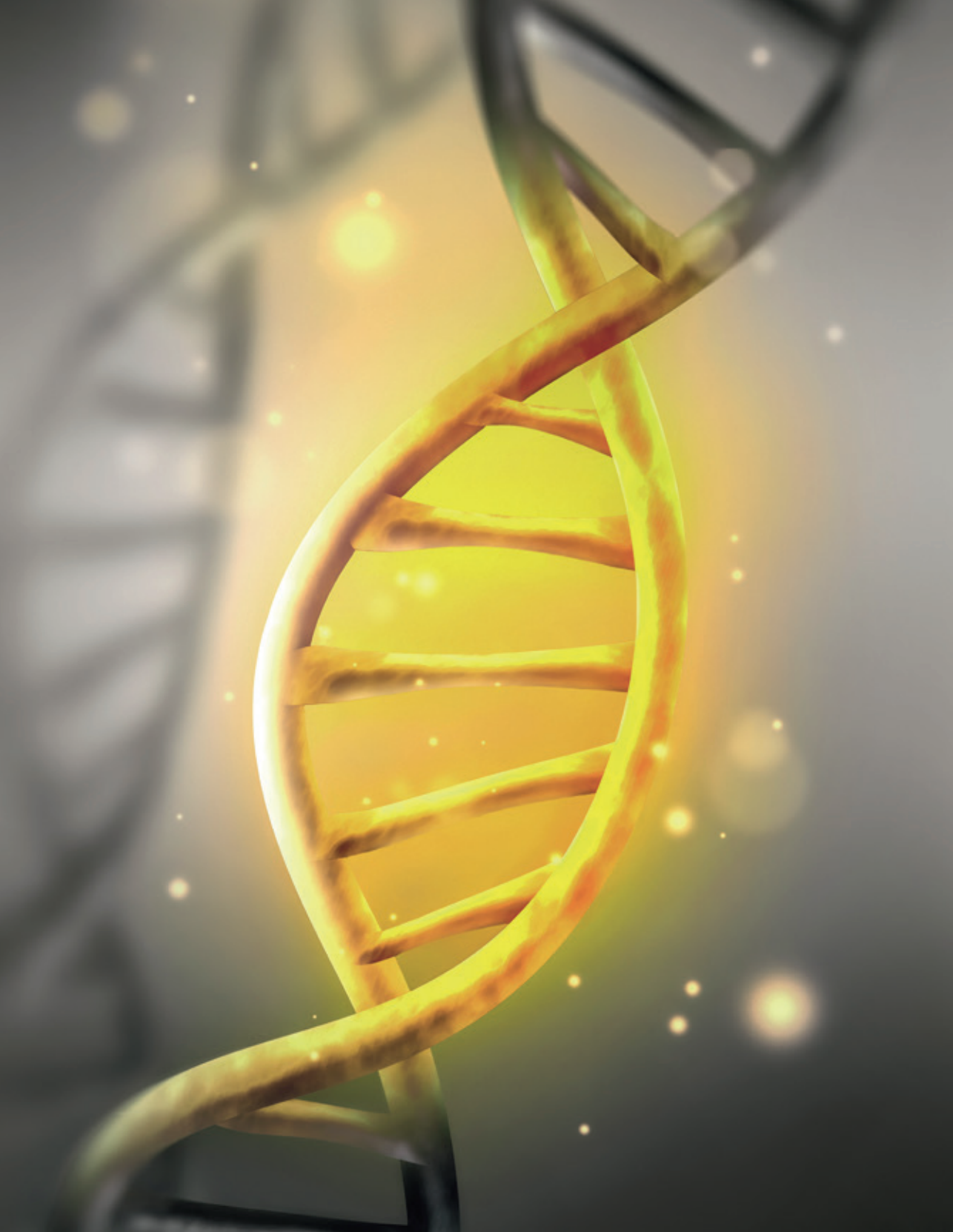
Membrane Modification
Membranmodifizierung



Kindergarten



Administration



What's next?

Share your ideas with Sartorius. What do you think will be the next big thing in life sciences and innovative therapies?

Was kommt als Nächstes?

Teilen Sie Ihre Idee mit Sartorius. Was wird das nächste große Thema in den Bereichen Life Science und innovative Therapien sein?



ideas@sartorius.com

Follow Sartorius online



youtube.com/SartoriusTV



twitter.com/sartoriusglobal



xing.com/company/sartorius



linkedin.com/company/sartorius



facebook.com/sartoriusglobal

Simplifying Progress