

SARTORIUS

Assemblée Générale annuelle mixte des actionnaires de
Sartorius Stedim Biotech

SARTORIUS

Ouverture de la réunion

Dr. Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration

Conseil d'administration : membres et candidats à la réélection ou à la première nomination

	Nouveaux membres		Candidats à la réélection		Nouveaux candidats	
	Dr. Joachim Kreuzburg 	Dr. René Fáber 	Pascale Boissel 	Dr. Lothar Kappich 	Cécile Dussart 	Christopher Nowers 
Mandat	Président du conseil d'administration	Directeur Général	Directeur	Directeur	Directrice	Directeur
Exécutif Non exécutif	Non exécutif	Exécutif	Non exécutif	Non exécutif	Non exécutif	Non exécutif
Indépendance	x	x	✓	x	✓	✓
Âge	59	49	58	67	60	60
Nationalité	Allemand	Slovaque	Français	Allemand	Française	Britannique
Nombre de mandats dans des sociétés cotées hors groupe Sartorius	0	0	2	0	1	0
Durée proposée du mandat	2 ans	4 ans	4 ans	4 ans	3 ans	3 ans
Première nomination	2007	2019	2019	2017	Pour l'élection '25	Pour l'élection '25

Cécile Dussart : proposition d'élection au Conseil d'administration

Expérience professionnelle

30 ans d'expérience, notamment dans des fonctions de direction au sein du groupe dermatologique Galderma, coté en bourse en Suisse, et des sociétés pharmaceutiques Roche et Sanofi.

Formation

- Docteur en Pharmacie (PharmD.)
- Master en Marketing Pharmaceutique, ESCP Business School
- Programme des directeurs internationaux à l'INSEAD

Compétences clés

- Forte expertise industrielle dans le domaine biopharmaceutique
- Leadership au sein d'entreprises internationales et expérience en direction exécutive
- Développement durable



Année de naissance : 1964

Nationalité : Français

Christopher Nowers : proposition d'élection au Conseil d'administration

Expérience professionnelle

Expérience approfondie en thérapie cellulaire et dans l'industrie pharmaceutique au sens large, notamment au sein de ONK Therapeutics, Autolus Therapeutics, Kite Pharma, Bristol Myers Squibb, Amgen et Zeneca.

Formation

Licence en sciences avec spécialisation en biochimie, Université du Kent

Compétences clés

- Forte expertise industrielle dans le domaine biopharmaceutique
- Leadership au sein d'entreprises internationales et expérience en direction exécutive
- Gouvernance d'entreprise, Compliance
- Développement de stratégies, fusions et acquisitions



Année de naissance : 1963

Nationalité : Britannique

Ordre du jour

01

Assemblée extraordinaire des actionnaires

- Lecture des rapports du Conseil d'administration
- Résolutions 1 à 2

02

Assemblée ordinaire des actionnaires

- Lecture des rapports du Conseil d'administration
- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes
- Résolutions 3 à 18

03

Assemblée extraordinaire des actionnaires

- Lecture des rapports du Conseil d'administration
- Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes
- Résolutions 19 à 28

SARTORIUS

Rapport du Directeur Général

Dr. René Fáber

Sartorius maintient une forte position sur le marché dans un environnement industriel difficile

Objectifs annuels ajustés atteints ; rentabilité maintenue à un niveau élevé ; reprise significative des activités au dernier trimestre

2,8 milliards € | 1 %

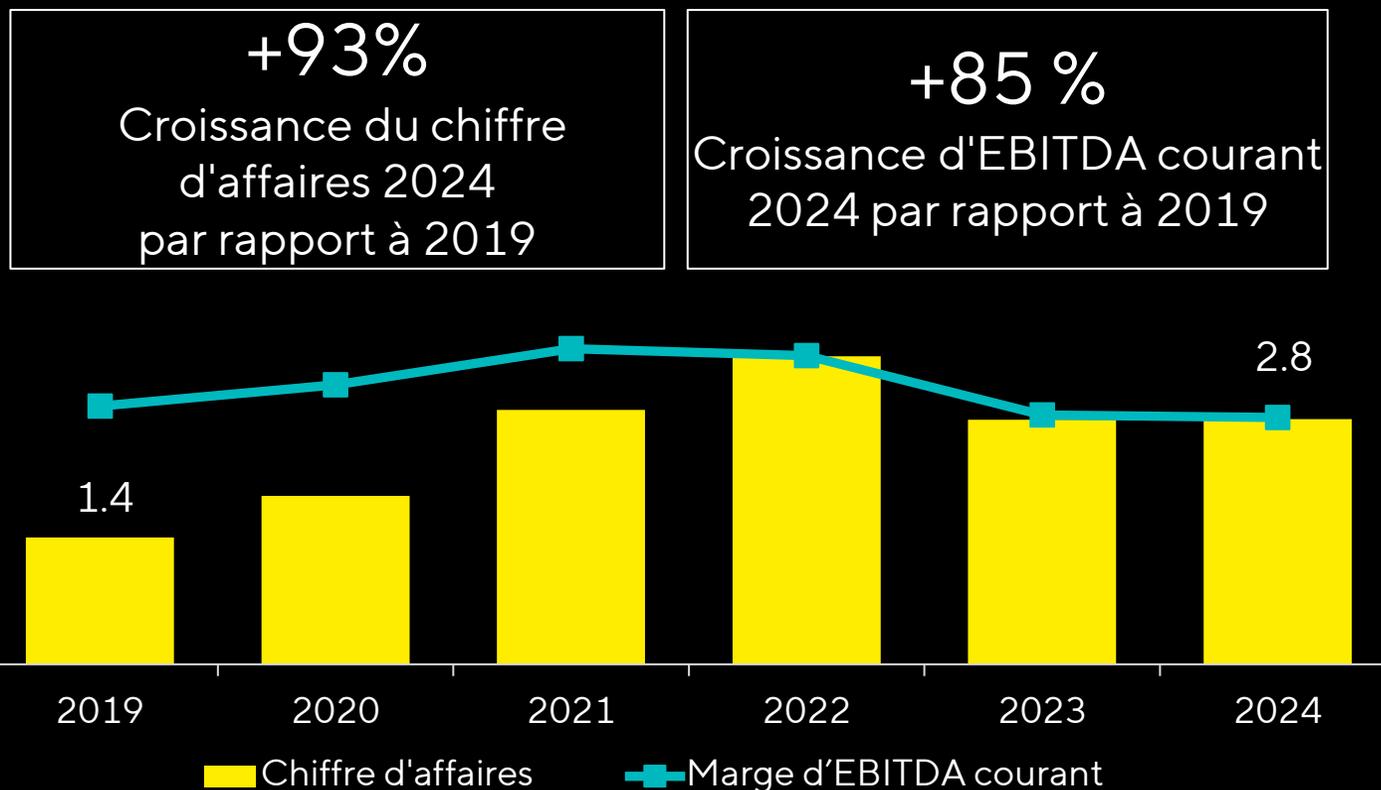
Chiffre d'affaires¹

2,8 milliards € | +13 %

Prises de commandes¹

28,0 %

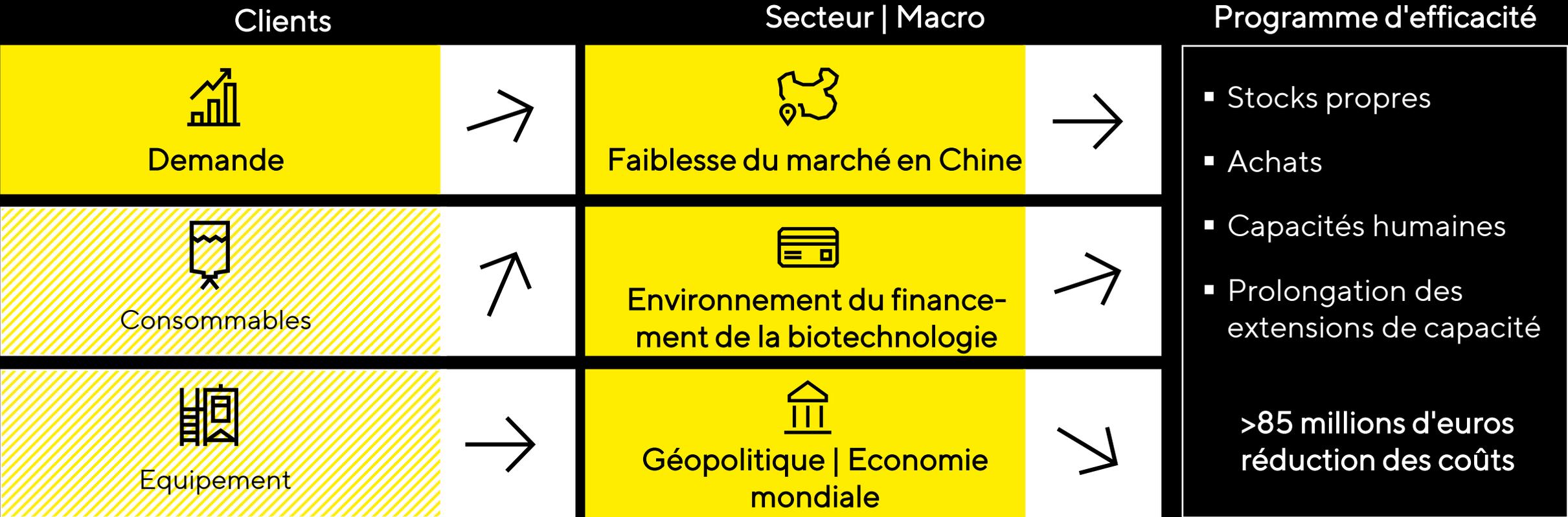
Marge d'EBITDA courant



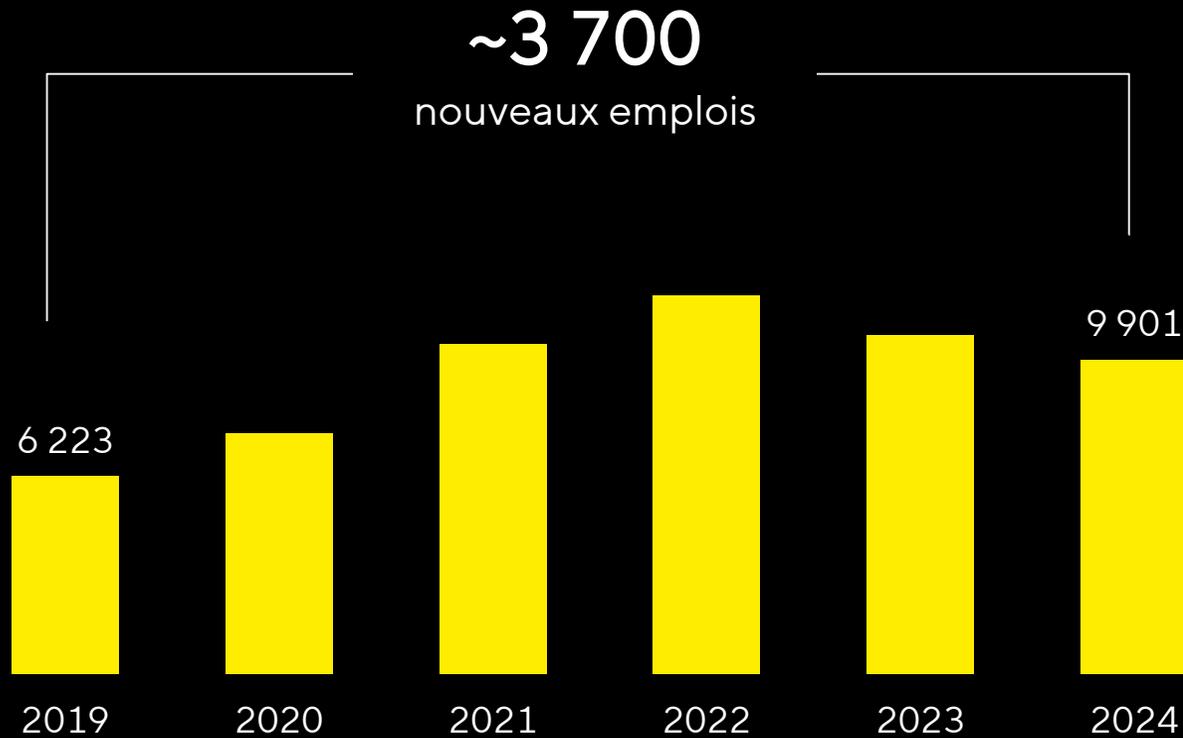
¹ Croissance du chiffre d'affaires et des prises de commandes à taux de change constants

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Retour progressif de l'industrie à sa tendance de croissance structurelle ; mesures d'efficacité couronnées de succès



Une équipe ambitieuse de plus de 9 900 personnes



Au 31 décembre 2024

99 nationalités

41 % universitaires



des postes de management pourvus en interne

35%



femmes à la tête de l'entreprise

Investissements importants dans les technologies et la croissance



Proximité avec
les clients



Résilience
mondiale



Capacité
redondante



Excellence
opérationnelle

~340 millions d'euros
Investissements en 2024

Ouverture en 2024



Marlborough, États-Unis
Centre d'innovation pour les bioprocédés

Expansion en cours



Göttingen, Allemagne
Filtres



Freiburg, Allemagne
Composants de culture cellulaire



Songdo, Corée du Sud
Médias, poches, filtration,

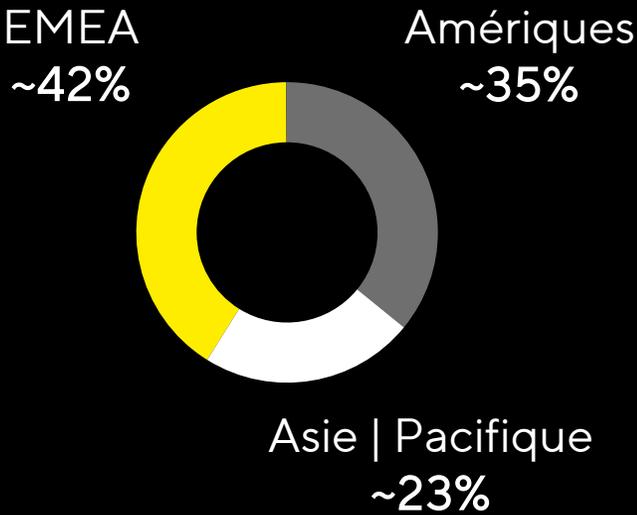


Aubagne, France
Produits de gestion des fluides

Flexibilité et résilience grâce à plus de 30 sites de production dans le monde entier



Chiffre d'affaires par région

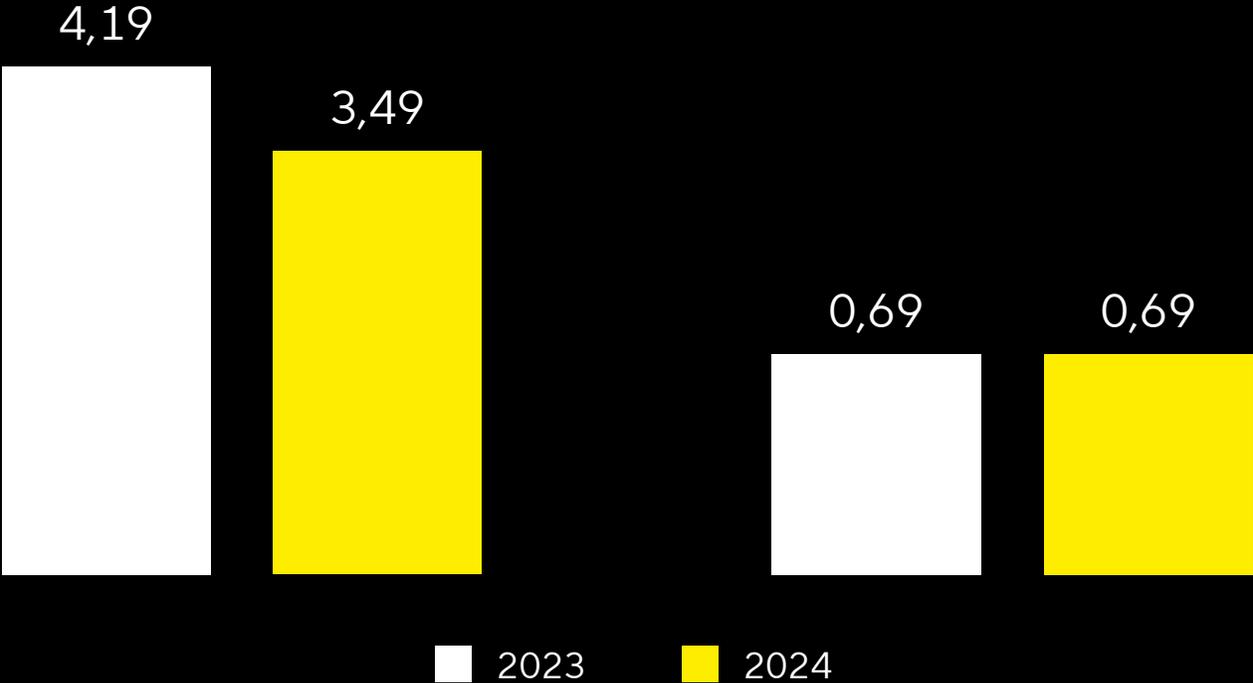


Au 31 décembre 2024

Proposition de dividende

Résultat courant par action en €¹

Dividende par action en €



¹ Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, horsamortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisé.

Notre mission

Une meilleure santé pour
un maximum de personnes

Les produits biologiques ont révolutionné le traitement des maladies graves

Amélioration du taux de survie des patients atteints de cancer



Augmentation du taux de survie à cinq ans de 75% à

>90 %

pour le cancer du sein HER2-positif¹

Une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes

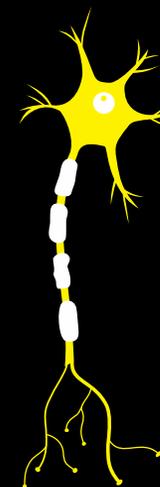


Réduction des rechutes de

>60 %

dans la sclérose en plaques²

Traitement des défauts génétiques



Augmentation du taux de survie de 25 % à

>90 %

des nourrissons atteints d'atrophie musculaire spinale³

¹ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26099745/> ² <https://dgn.org/junge-neurologie/multiple-sklerose/> ³ Amélioration sans assistance respiratoire permanente, <https://www.zolgensma.com/zolgensma-studies/symptomatic-study-results>

Mais pour la plupart des patients, ces médicaments ne sont pas disponibles

Part des ventes mondiales d'anticorps monoclonaux | Part de la population mondiale



<https://wellcome.org/reports/expanding-access-monoclonal-antibodies>

La raison : les médicaments issus de la biotechnologie sont très efficaces, mais coûteux

Rhumatismes

Anticorps monoclonaux



~12,000 €

Coût annuel du traitement en
Allemagne¹

Cancer du sang

Thérapie cellulaire CAR-T



~240,000 €

Coût par traitement en Europe²

Leucodystrophie

Thérapie génique

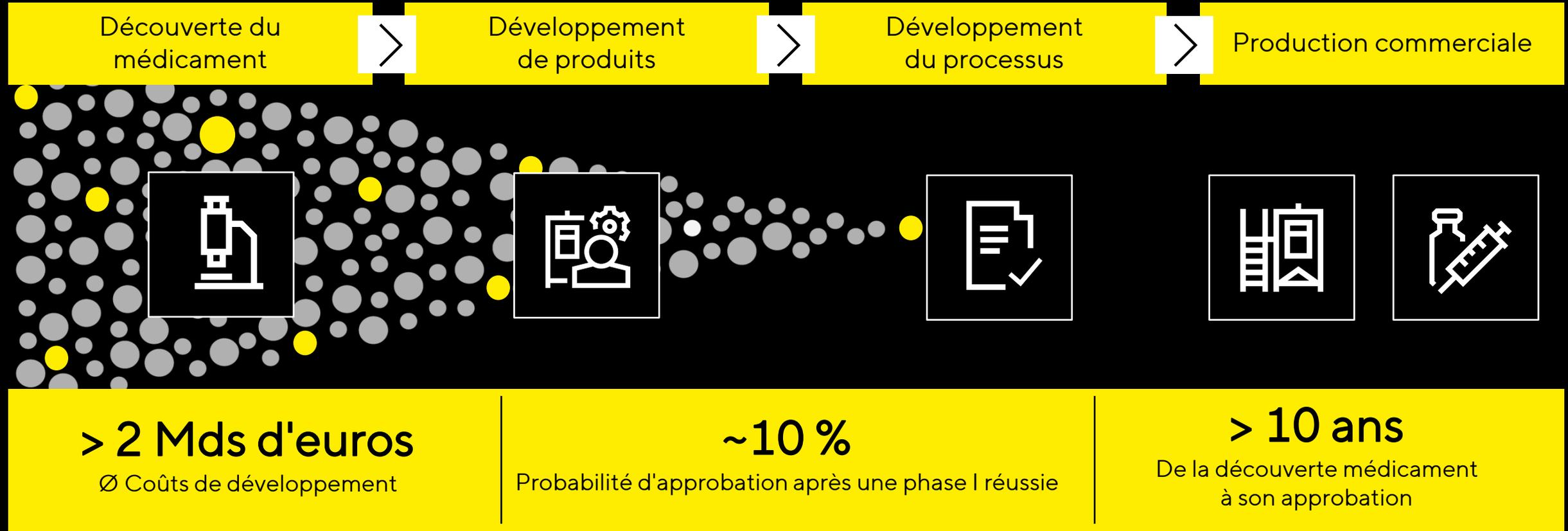


~4.25 Mio. \$

Coût par traitement aux États-Unis³

1 AOK, 2025 2 Charité, 2025 3 MIT Technology Review, 2024

Longs délais de développement, production complexe



Exemple schématique de développement de médicaments biologiques utilisant les données de l'Association de l'industrie pharmaceutique britannique

Simplifying Progress

Développement plus rapide de nouveaux médicaments ; efficacité accrue de la production

Innovations pour des résultats plus rapides, des rendements plus élevés, une moindre utilisation des ressources



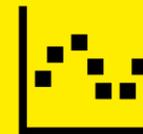
Technologies à usage unique



Intensification des processus



Automatisation



Analyse des données



Biostat® STR Bioreactors



Linkit® AX with Flexsafe®



Ksep 50®



Flexsafe® Pro Mixer



Celsius® FFT



Resolute® BioSMB

L'intensification des processus permet de réduire les coûts de moitié et de tripler la productivité

Aujourd'hui
Production par
lots



Demain
Production en
continu

COGS
-50 %

Empreinte du processus
-60 %

Productivité
x3

Émissions de CO2
-20 %

2025
Pionic® Platform
pour les bioprocédés en continu

en collaboration avec
sanofi



Rendre possibles les thérapies avancées grâce à des solutions dédiées

Processus immatures de thérapies avancées

- Coûts de fabrication élevés
- Les plateformes ne sont pas encore établies
- Faibles rendements
- Manque de robustesse des processus



Besoin élevé d'innovation



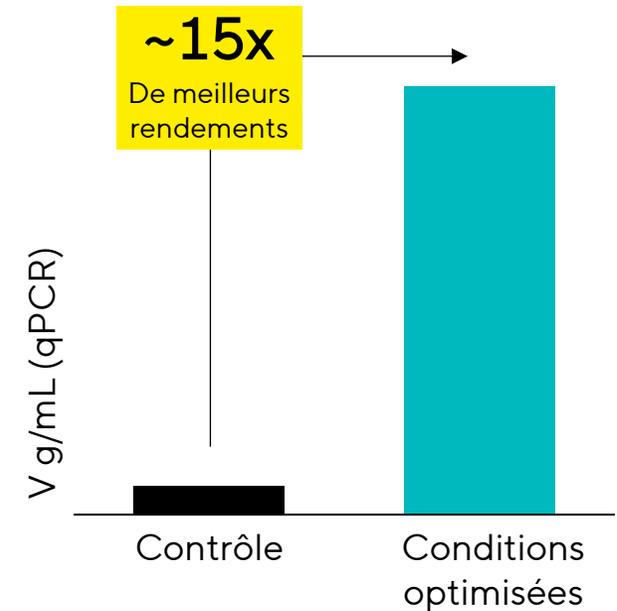
Milieu et composants



Solutions en amont et en aval



Services



Pionniers dans l'utilisation de matériaux durables : premiers filtres sans PFAS et produits fabriqués à partir de plastiques non fossiles



Sartopore® Evolution Filter
Sans PFAS



Part des plastiques renouvelables

Ambr® vessels

85 %



Flexsafe® bags

71 %



Vivaflow® filtres à usage unique

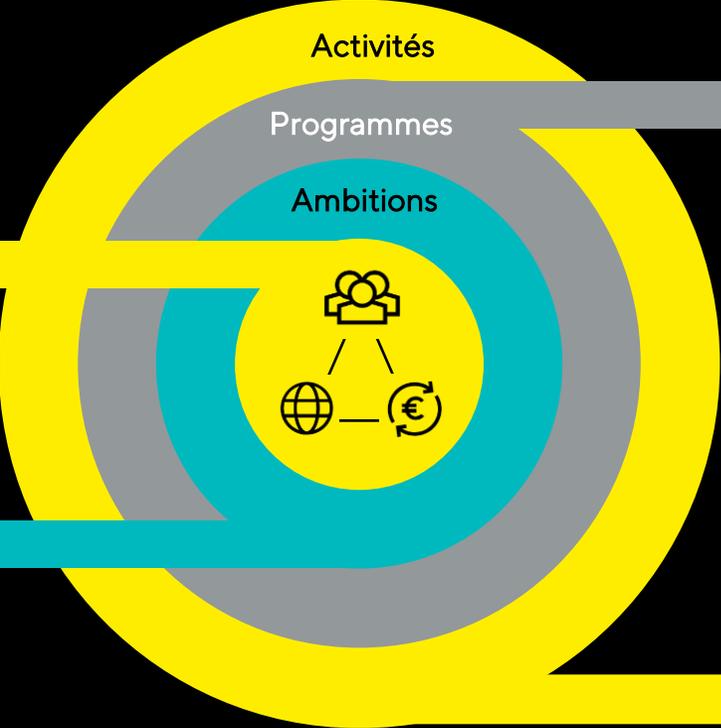
90 %



Sartorius évalue et traite les impacts, les risques et les opportunités ESG

-  Changement climatique
-  Ressources & circularité
-  Pollution
-  (nos) Effectifs
-  Gouvernance

- © Zéro émission de CO2 d'ici à 2045
- © Amélioration de l'utilisation des ressources et de la circularité
- © Réduction des impacts sur la nature et la biodiversité
- © Bonnes conditions de travail tout au long de la chaîne de valeur



-  Conception durable
-  Durabilité dans les chaînes d'approvisionnement
-  Fabrication durable
-  Culture, Sécurité & Développement

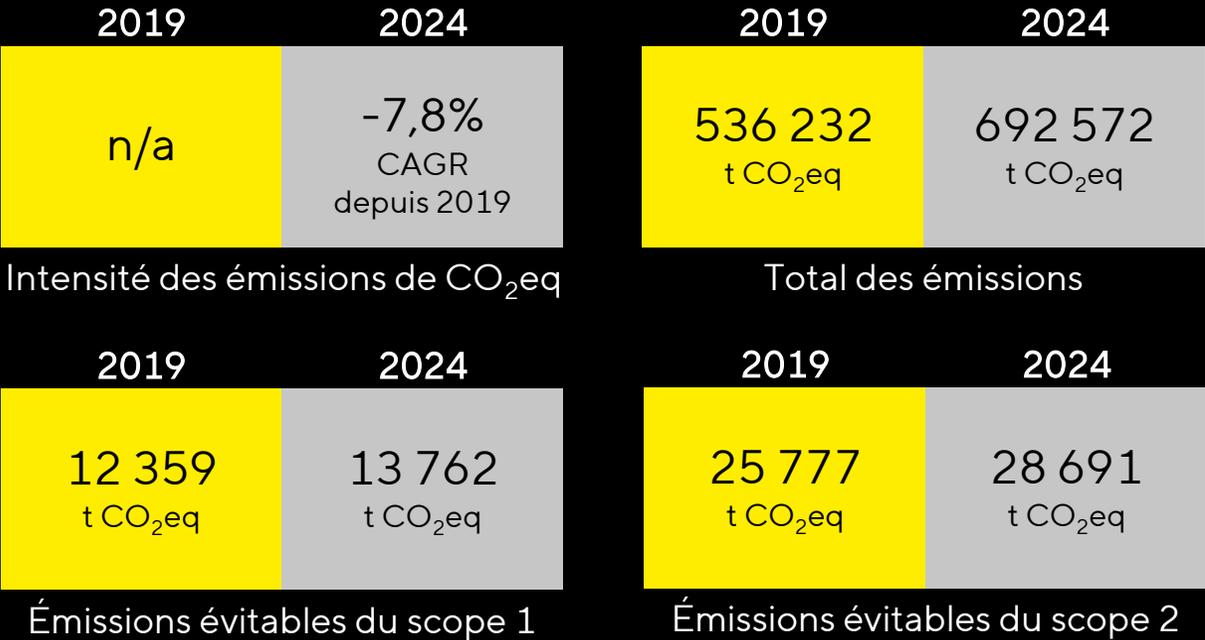
- Matériaux d'entrée durables
- Miniaturisation
- Conception pour le recyclage
- Optimisation des emballages,...
- Engagement des fournisseurs
- Logistique durable, ...
- Énergie renouvelable
- Gestion des ressources
- Construction durable, ...
- Formation, HSE & programmes RH....

Sartorius Stedim Biotech contribue à la mise en œuvre de la stratégie climatique de sa société mère Sartorius AG

Stratégie climatique Sartorius AG

- Réduire l'intensité des émissions de CO₂eq de 10 % en moyenne par an d'ici 2030 (g CO₂eq / € de chiffre d'affaires)
- Réduire les émissions évitables des scopes 1 et 2 à zéro d'ici 2030
- 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2030
- Zéro émission nette d'ici 2045

Evolution des émissions Sartorius AG



Des objectifs ambitieux basés sur
les tendances fortes du marché

La santé est et restera l'un des thèmes mondiaux les plus importants.

Population croissante et vieillissante¹



9,5 md

Population mondiale en 2050



> 1,6 md

Personnes âgées de plus de 65 ans

Les produits biologiques gagnent en importance²

~28 %



2014

~44 %



2024

Part des produits biologiques dans le pipeline de R&D

Croissance significative du marché³

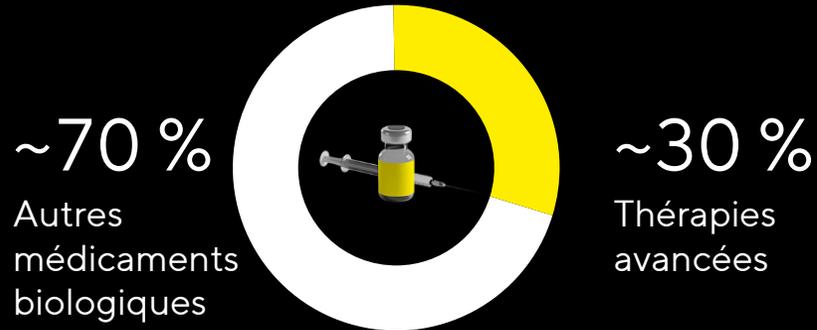
~10 %

TCAC
pour le marché biopharmaceutique
2023-2028

¹ Nations Unies : World Population Prospects, 2024 ² Citeline, 2024 ³ Estimations des entreprises basées sur des rapports de l'industrie (par exemple IQVIA, Evaluate Pharma, GlobalData) 2024

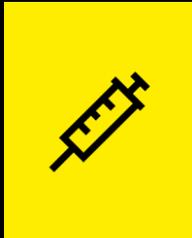
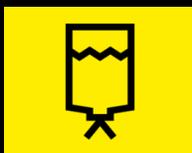
Une plus grande diversité de modalités, un rythme d'innovation rapide, une croissance attrayante du marché

Un pipeline de plus en plus innovant et diversifié¹



- Nombre record d'approbations de produits biologiques : 47 en 2024 (2023 : 41)²
- Dont 9 nouvelles thérapies cellulaires et géniques (2023 : 7)

Les piliers de la croissance TCAC 2022-2027³

	Marché pharmaceutique	→ ~3-6 %
	Marché pharmaceutique	→ ~10 %
	Biosimilaires	→ ~15 %
	Thérapies cellulaires et géniques	→ ~20 %
	Usage unique	→ ~15 %

¹ Global Data 2024 ² Comprend les autorisations CDER et CBER ³ Estimation propre basée sur EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023 & Markets 2023

Perspectives volontairement prudentes pour 2025 : une croissance rentable

Marché

Le marché des sciences de la vie devrait croître, tout en restant inférieur à la moyenne à long terme

Chiffre d'affaires et rentabilité

Croissance modérée et rentable des ventes, supérieure à celle du marché
Croissance tirée principalement par les produits consommables

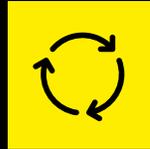
Effet de levier et ratio d'investissement

Poursuite de la réduction organique du levier d'endettement
Ratio d'investissement à peu près au niveau de l'année précédente

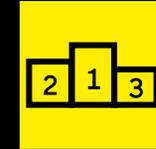
Sartorius Stedim Biotech est très bien positionné pour poursuivre une croissance durable et rentable



Une stratégie claire, une mise en œuvre cohérente



Part élevée de revenus récurrents



Portefeuille de produits compétitifs et différenciés



De solides moteurs de croissance fondamentale



Des infrastructures de production et de R&D performantes et résistantes



Équipe ambitieuse, forte orientation client

Merci de votre attention