

Bienvenue

Assemblée Générale annuelle mixte
des Actionnaires de Sartorius Stedim Biotech

L'événement commencera bientôt

Ouverture de la réunion

Anne-Marie Graffin, Membre du Conseil
d'Administration

SARTORIUS

Ordre du jour

01 Assemblée ordinaire des actionnaires

- Rapport du président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général
- Résolutions 1 à 12

02 Assemblée extraordinaire des actionnaires

- Résolutions 13 à 16

Rapport du Président-Directeur Général

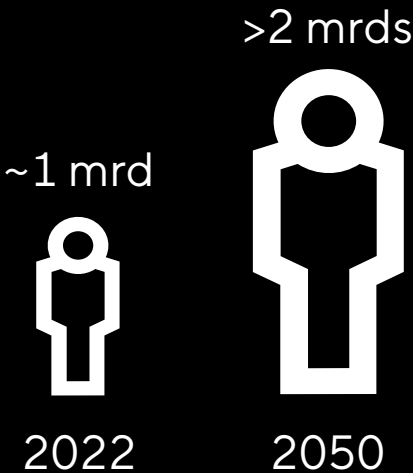
Joachim Kreuzburg

SARTORIUS

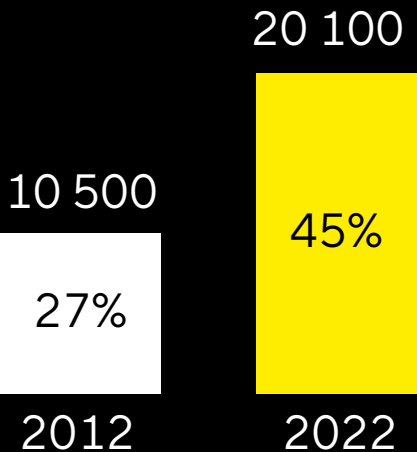
La santé est l'un des thèmes mondiaux les plus importants

Population croissante et vieillissante

Population mondiale âgée de + de 60 ans

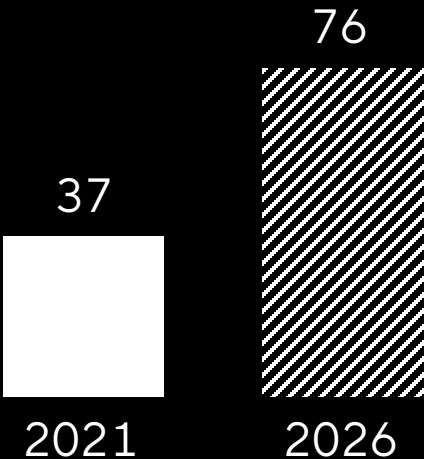


Davantage de projets de développement, augmentation de la part des biotechnologies

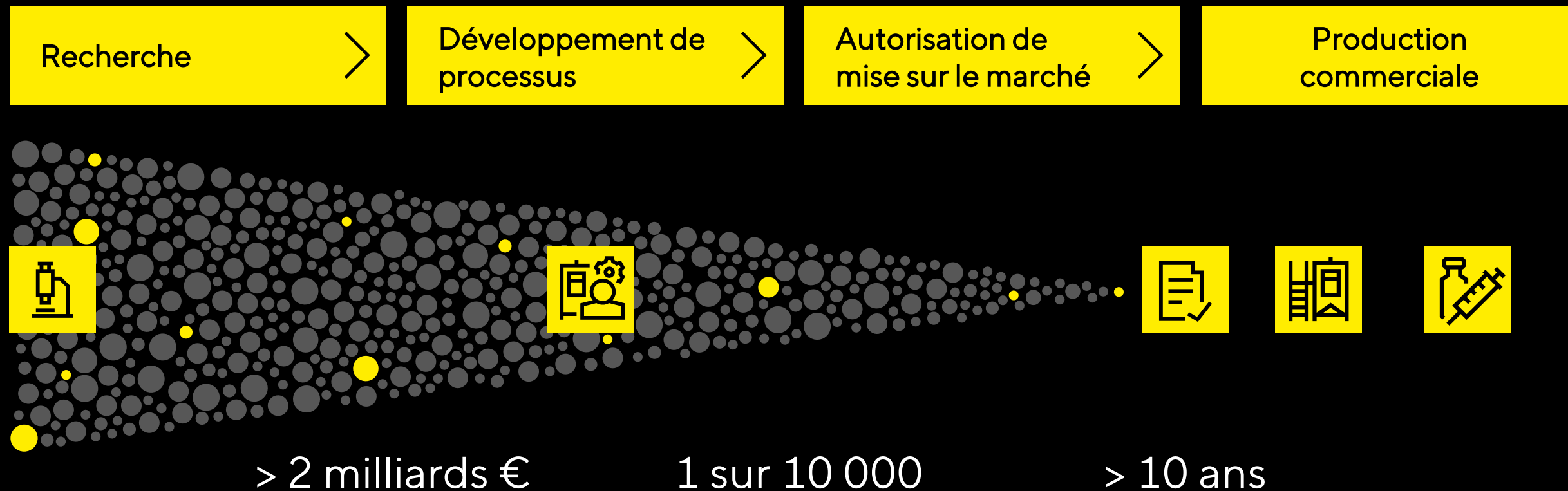


Demande importante de produits biologiques

Demande de protéines en t



Le développement et la fabrication de médicaments prennent du temps et sont onéreux



De nombreux médicaments biotechnologiques innovants sont très efficaces mais coûteux

Exemple 1

Rhumatisme

Traitement par anticorps monoclonaux



~12 000 €

Coût annuel du traitement en Allemagne

Exemple 2

Cancer du sang

Thérapie cellulaire CAR-T



~280 000 €

Coût du traitement en Europe

Exemple 3

Hémophilie

Thérapie génique



~3,5 millions \$

Coût du traitement aux États-Unis

Nos solutions permettent aux clients de gagner du temps lors des premières étapes...

Exemple : accélérer le développement des lignées cellulaires, des milieux et des processus



- Trouver les clones les plus productifs
- Identifier les conditions optimales du processus
- Exploiter l'analyse des données



ambr® 15



Exemple : réaliser **48** expériences en parallèle et raccourcir les délais grâce à la modélisation in-silico

...et d'accroître le rendement et l'efficacité de la production biopharmaceutique...

Exemple : nouvelles technologies innovantes en matière de bioprocédés

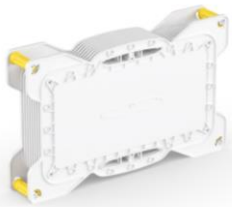


CIMmultus®



Réduction de **60 %** du temps de traitement en aval

Rendement beaucoup plus élevé des vecteurs viraux requis par les thérapies géniques.



Sartobind® Rapid A



20x

Productivité plus élevée par rapport à la chromatographie sur colonne classique

> 30 %

Réduction des coûts de production clinique

...tout en limitant leur empreinte écologique



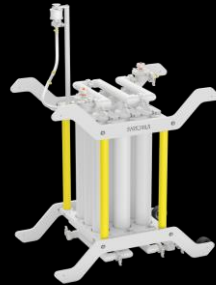
Consommation d'eau
-30 %



Consommation d'énergie
-30 %



Celsius® FFT Solutions de
congélation et décongélation



Maxicaps®
Filtre stérile



Sartopore®
Platinum



Flexsafe®



Linkit® AX

C'est ainsi que nous contribuons à améliorer la santé d'un plus grand nombre de personnes



Notre mission

Chez Sartorius Stedim Biotech, nous donnons aux scientifiques et aux ingénieurs les moyens de simplifier et d'accélérer les progrès en matière de sciences de la vie et de bioprocédés, ce qui permet la fabrication de nouveaux produits pharmaceutiques plus efficaces et garantit des médicaments encore abordables.

Nos activités d'innovation reposent sur trois piliers

Développement de produits

dans notre cœur de métier



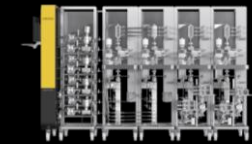
Lancement du produit
Sartobind® Rapid A

Acquisitions

de technologies complémentaires et
différenciées



Albumedix



Novasep

Coopérations

avec des partenaires externes
leaders dans des domaines porteurs
d'avenir

Matériaux avancés

Automatisation et
numérisation des
processus

Les nucléases d'édition
du génome CRISPR-Cas

Production de thérapies
modernes

Constitution d'un solide portefeuille de médias avec un accent particulier sur les nouvelles modalités

2019
Biological Industries

2020
CellGenix

2021
Xell

2022
Albumedix



Milieux de
culture cellulaire



Facteurs de croissance
et cytokines



Milieux et
suppléments



Albumine
recombinante

Notre modèle d'entreprise offre une stabilité et des taux de croissance attractifs

Recettes tout au long du cycle de vie d'un médicament



Croissance durable et rentable

~75%	Part élevée de revenus récurrents
~20%	Ø Croissance du chiffre d'affaires par an 2012-2022
+14.3 Pp	Marge d'EBITDA courant 2012-2022

2022, année fiscale réussie

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires ; marge à un niveau élevé

3 493 millions €
+15 %

Chiffre d'affaires

3 315 millions €
-13 %

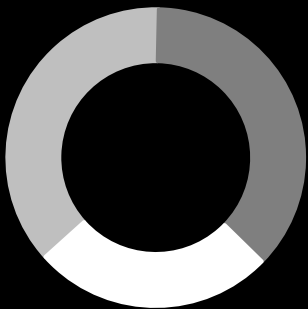
Prises de commandes

1 221 millions €
+18 %

EBITDA courant

8,64 €
+16 %

Résultat net courant
par action



36 % | +21 %
Amériques

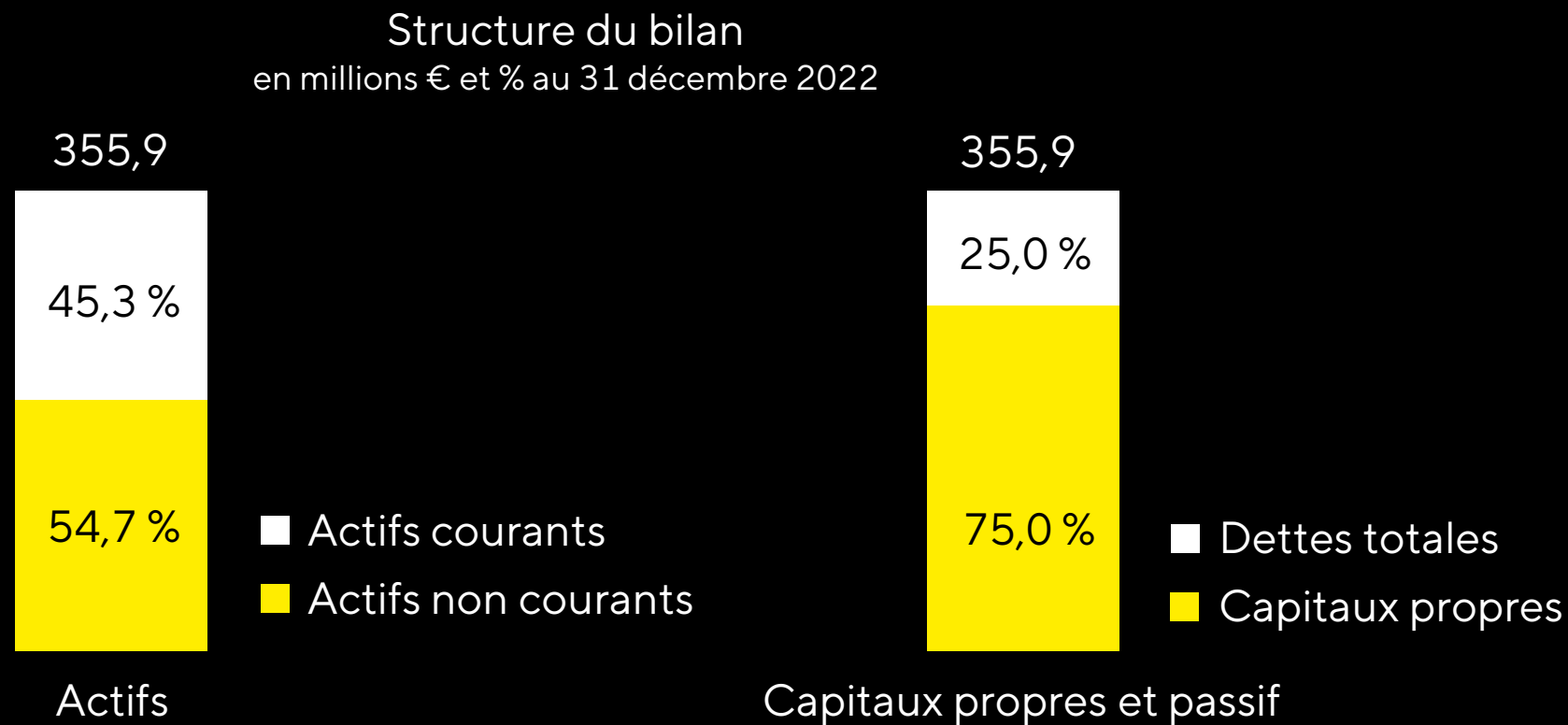
38 % | +9 %
EMEA

26 % | +17 %
Asie | Pacifique

35,0 %

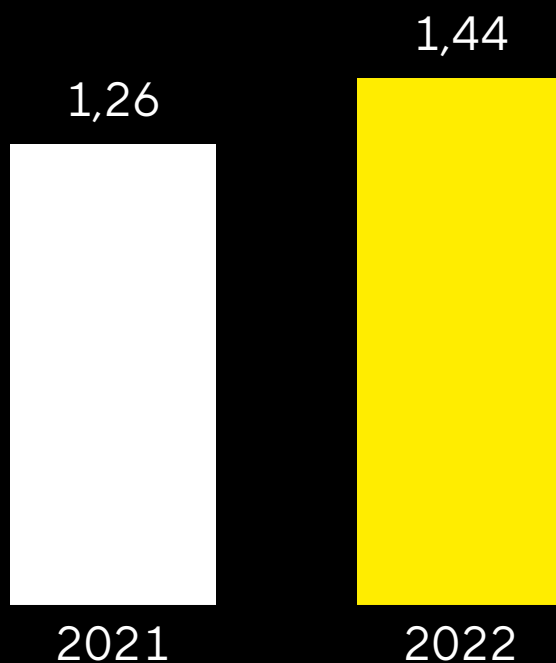
Marge d'EBITDA courant

Bilan de la société mère



Augmentation du dividende de 0,18 € par rapport à l'année précédente

Dividende par action en €



Profit total distribué 132,7 millions € ;
ratio de distribution à 16,7 %

Des investissements substantiels soutiennent les ambitions de croissance

431 millions €
CAPEX

12,3 %
de ratio CAPEX



États-Unis
Laboratoires



France
Salles blanches,
laboratoires,
Développement de
produits



Porto Rico
Milieux de culture
cellulaire, poches,
filtres



Corée du Sud
Milieux de culture
cellulaire, poches,
filtres, laboratoires,
centre de formation



Allemagne
Production de membranes
et de filtres, milieux de
culture cellulaire,
bioréacteurs



Chine
Poches

Investissements également dans l'approvisionnement en énergies renouvelables

Campus de Göttingen | neutralité climatique d'ici à 2030

Production de chaleur
géothermique

1 550 MWh/a

Équivaut à la demande de
chauffage de

~80 maisons individuelles



Campus de Bangalore, Inde

1 500

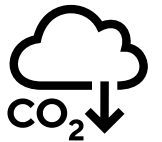
panneaux solaires
installés

40 %

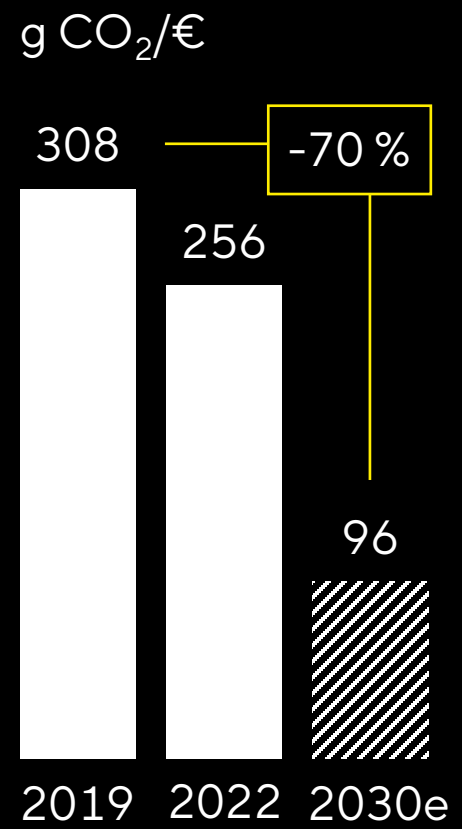
de l'énergie nécessaire
est fournie par le solaire



-700 t
d'émissions de
CO₂ par an



Une contribution significative aux objectifs ambitieux de Sartorius en matière de développement durable



~10 % par an
Réduction de l'intensité des émissions d'ici 2030

1% des revenus dépensés par an

Zéro

Réduire les émissions
dans les domaines 1 et 2
jusqu'à 2030

À l'ordre du jour : l'efficacité de l'eau et des matériaux

Utilisation efficace de l'eau



- Cycles de production fermés
- Utilisation de l'eau de pluie
- Recyclage de l'eau

Échelle du groupe en 2022

consommation constante

malgré une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires

Gestion durable des matières



- Optimiser l'utilisation des ressources
- Éviter les déchets d'emballage
- Recycler les déchets de production
- Analyse du cycle de vie

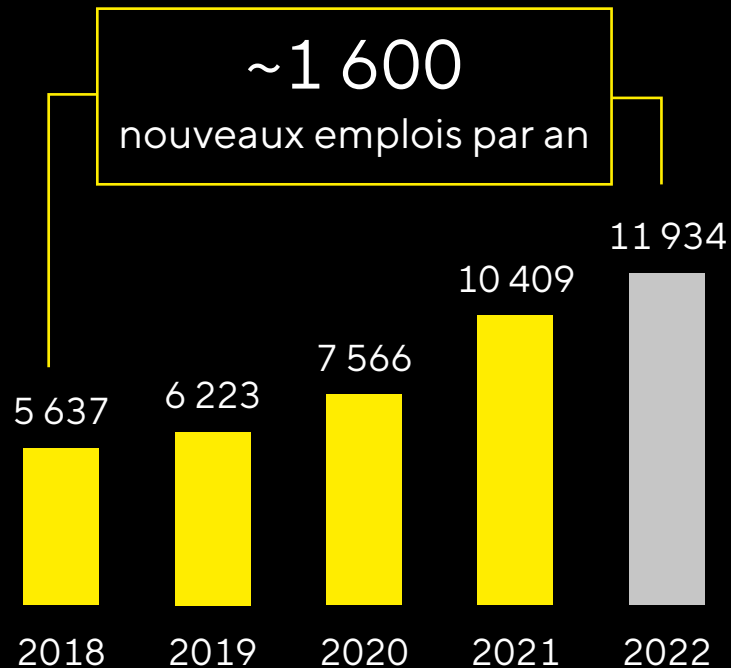
78 %

Taux de recyclage actuel

Forte augmentation des effectifs pour faire face aux pics de commandes

Après une forte croissance de l'équipe, l'accent est mis sur l'intégration

42 %
des employés présents dans
l'entreprise depuis moins de 2 ans



Opportunités de développement au
sein du groupe



des postes de management
pourvus en interne

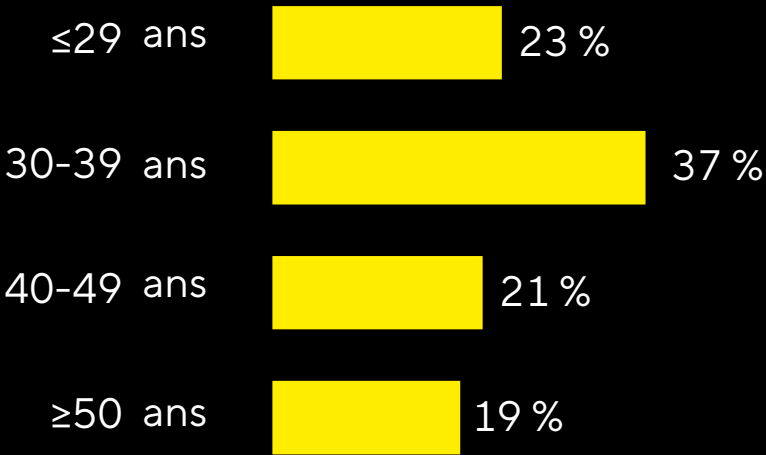
La structure de l'équipe devient de plus en plus diversifiée

Collaborateurs internationaux

108 Nationalités

85 % Managers non français

Structure d'âge équilibrée



39 ans d'âge moyen

Part des femmes aux postes de haut niveau

39 % Part des femmes dans l'ensemble des effectifs

36 % Part des femmes à des postes de direction du 1^{er} et du 2^e niveau

57 % Femmes cadres 1er niveau en dessous du conseil d'administration

Satisfaction élevée des employés, reflétée en interne et en externe

Enquête semestrielle auprès des salariés

90 %

déclarent contribuer à la mission de l'entreprise

83 %

sont fiers de travailler pour Sartorius Stedim Biotech

83 %

conviennent que SSB respecte et renforce la diversité



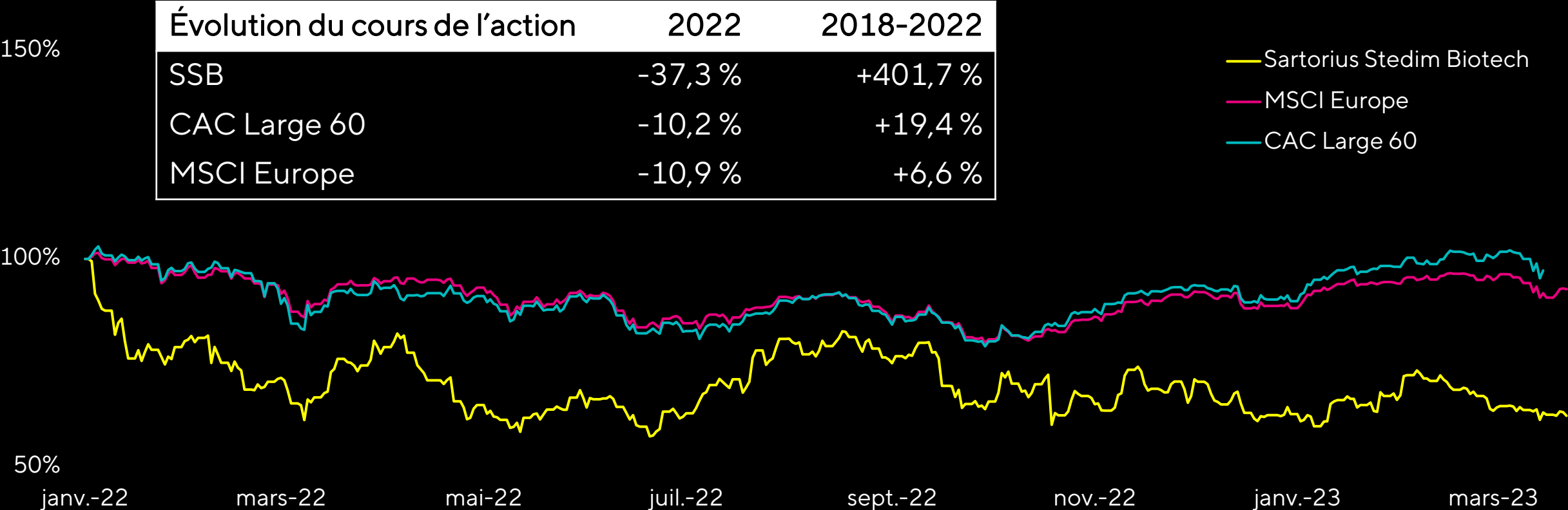
3,8 ★★★★★

Concurrence internationale
Ø 3,7



SARTORIUS

Développement des actions Sartorius Stedim Biotech



Perspectives : des moteurs
fondamentaux de croissance
solides

Un marché dynamique avec d'importantes opportunités de croissance

L'industrie
biopharmaceutique
continue à se développer

Pipelines R&D

Nouvelles modalités

Biosimilaires

Pénétration des produits à
usage unique

Innovation

Forte croissance
du marché

~10 %

TCAC pour le marché
biopharmaceutique en 2022-2026

SSB avec
positionnement pertinent

Portefeuille

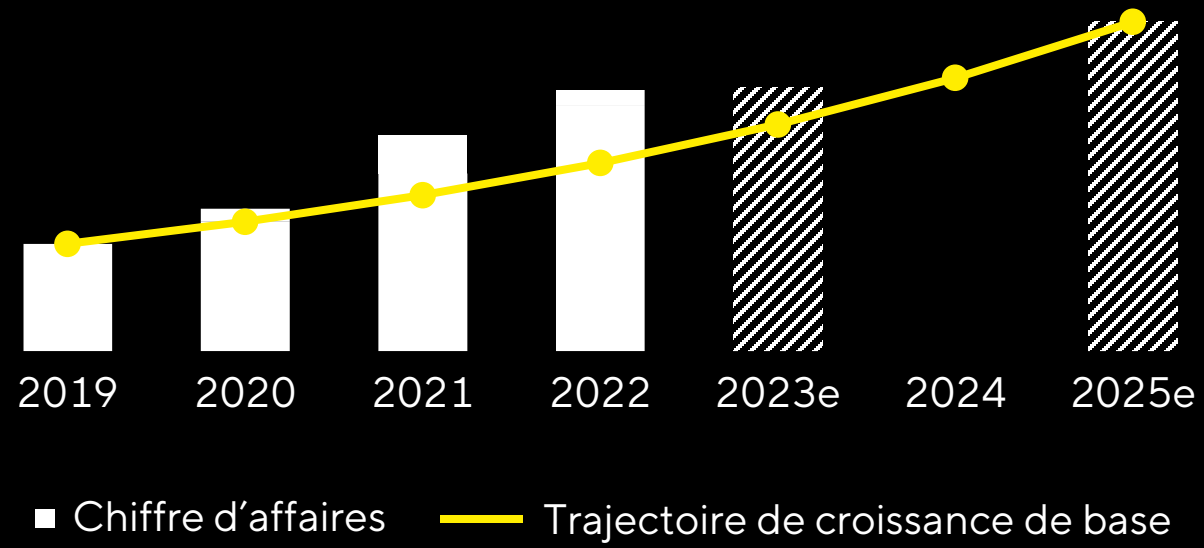
Acquisitions

Portée

Besoins et processus des clients

Équipe

Un an avant l'objectif à moyen terme en raison d'effets extraordinaires ;
retour actuel à la trajectoire de croissance prévue



Croissance sous-jacente du marché saine

Pandémie de coronavirus

Schéma de commande des clients

Légère croissance des ventes et marge stable attendues pour 2023

	Croissance du chiffre d'affaires en %	Marge d'EBITDA courant
Groupe Sartorius Stedim Biotech	Faible taux à un chiffre	Proche du niveau de l'année précédente
Hors affaires liées au Covid Part liée aux acquisitions	Taux à un chiffre moyen à élevé ~1pp	

Ambition 2025 : augmentation de l'objectif de vente de 10 % sous l'effet de l'inflation

Chiffre d'affaires

~4,4 milliards €

Marge d'EBITDA courant

> 35 %

Merci de votre attention