

SARTORIUS

Assemblée Générale annuelle mixte des Actionnaires de Sartorius

Stedim Biotech

Présentation du Directeur Général

Dr. René Fáber

2023, une année difficile pour
l'ensemble de l'industrie des
sciences de la vie

La normalisation temporaire de la demande après la pandémie affecte le chiffre d'affaires et la rentabilité

2,8 milliards € | -20,5 %

Chiffre d'affaires

785 millions € | -35,7 %

EBITDA courant

28,3 %

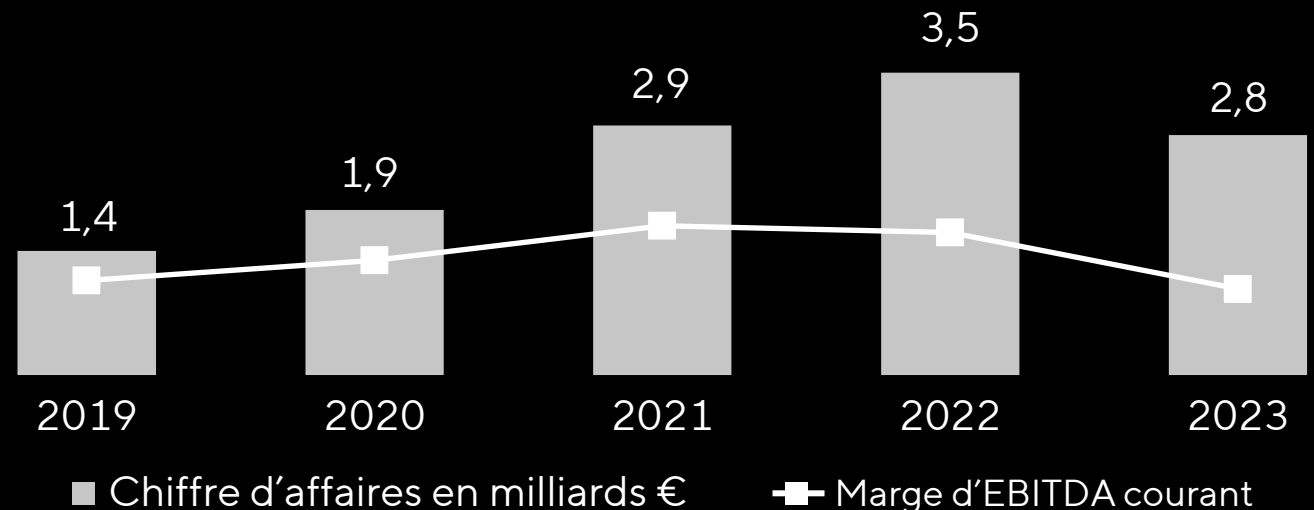
Marge d'EBITDA courant

+93 %

Croissance des ventes en 2023
en comparaison avec 2019

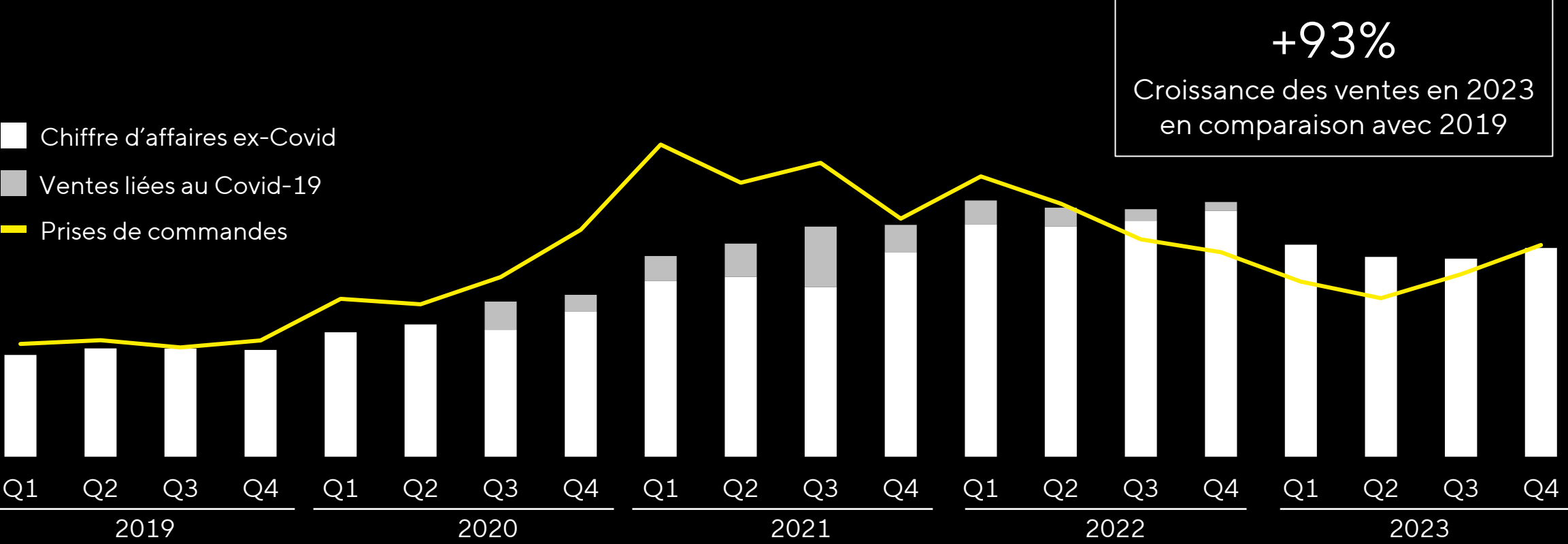
+86 %

Croissance de l'EBITDA courant en
2023 en comparaison avec 2019



Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants; EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Excellentes performances pendant la pandémie ; volatilité très élevée des prises de commandes ; tendance positive depuis le T3 2023



Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants

Les performances de l'entreprise en 2023 se caractérisent par des facteurs qui se renforcent mutuellement

Clients



Déstockage

Secteur



Fin de la pandémie de coronavirus

Macro



Ralentissement économique

Géopolitique



Abandon de l'activité en Russie



Ajustement de la cible des niveaux d'inventaire



Faiblesse du marché en Chine



Augmentation des taux d'intérêt



Tendances de découplage



Réticence à investir

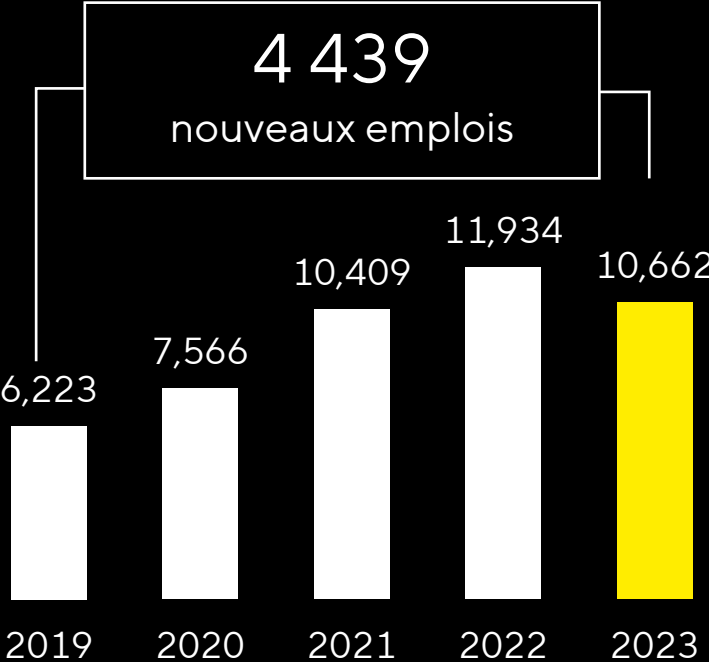


Environnement morose pour le financement de la biotech

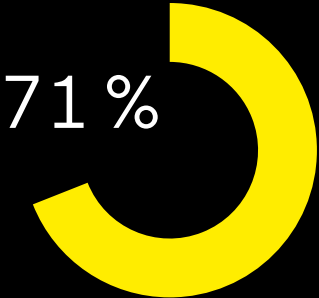
Forte augmentation des effectifs sur 5 ans ; ajustement actuellement modéré des capacités en fonction du développement commercial

Concentration sur l'efficacité après une forte croissance de l'équipe

58 %
des employés dans
l'entreprise depuis plus de
5 ans



Marché de l'emploi interne dynamique



des postes de
management pourvus en
interne

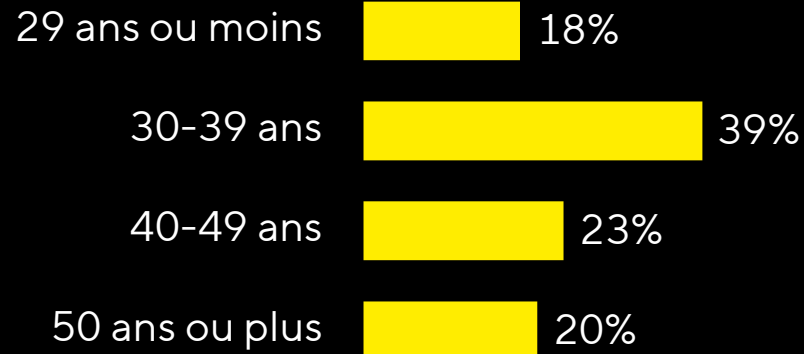
Structure du personnel diversifiée et équilibrée

Équipe internationale

102 Nationalités

84 % Managers non français

Structure d'âge équilibrée



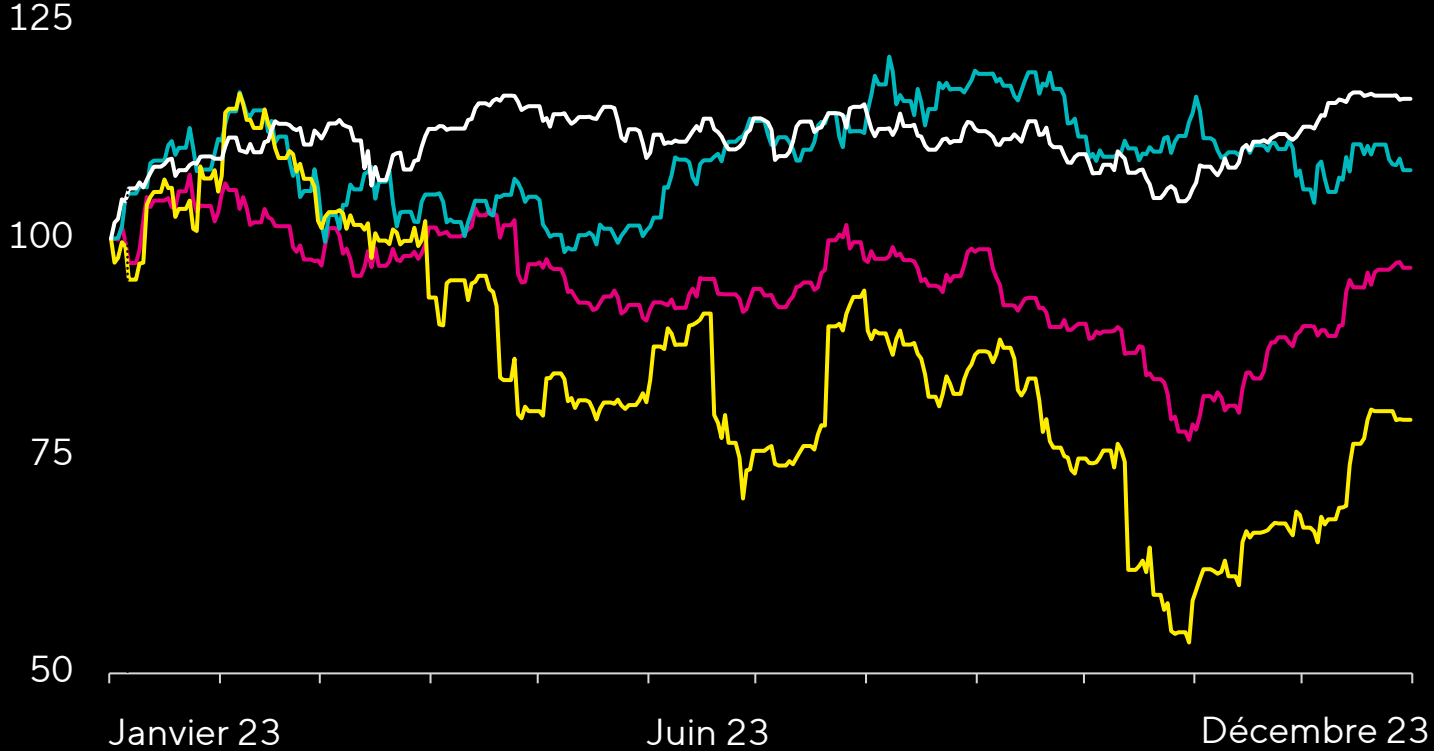
Âge moyen : 40

Répartition actuelle des genres

39 % Part des femmes dans l'ensemble des effectifs

24 % Part des femmes à des postes de direction des 1^{er} et 2^e niveaux
> Objectif 2025 : 1/3

Le cours des actions de Sartorius Stedim Biotech baisse en 2023 ; évolution au-dessus de la moyenne d'un point de vue pluriannuel

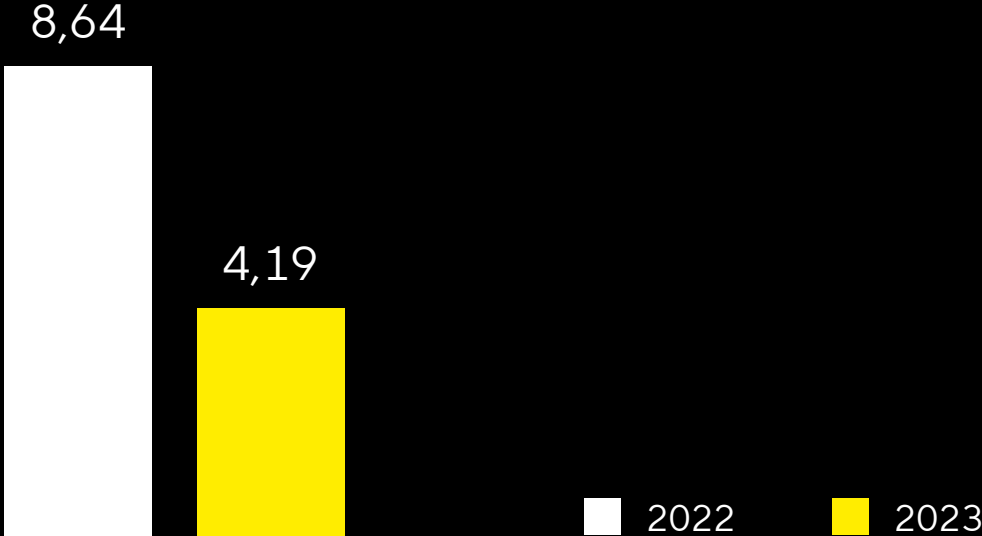


	2023	2019-2023
Action SSB	-20,8 %	+174,2 %
CAC Large 60	+16,1 %	+55,1 %
NASDAQ Biotech	+3,7 %	+43,6 %
S&P 500 Life Sciences Tools	-3,4 %	+80,7 %

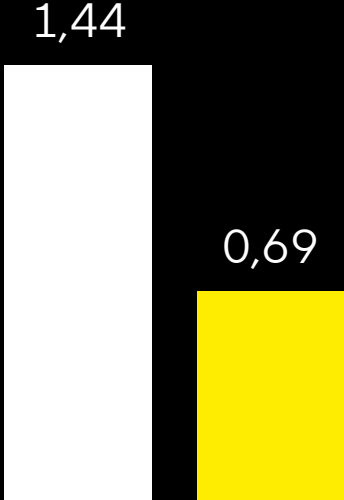
NASDAQ; indexé

L'évolution des dividendes reflète les performances de l'entreprise ; ratio de distribution de 17,4 %

Résultat courant par action en €¹



Dividende par action en €

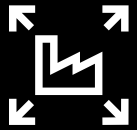


¹ Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés.
Au 31 décembre 2023

Normalisation bien avancée ;
perspectives favorables

Concentration sur une position robuste et agile pour la croissance future dans un environnement hautement compétitif

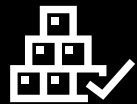
Pendant la pandémie :
concentration sur la capacité
d'approvisionnement



Capacités



Hausse des effectifs

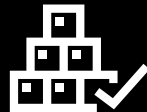


Stocks

Après la pandémie :
concentration sur l'efficacité et l'innovation



Mesures d'efficacité et numérisation



Désendettement et fonds de roulement



Innovations adaptées aux besoins des clients pour un développement accéléré des médicaments et une bioproduction efficace

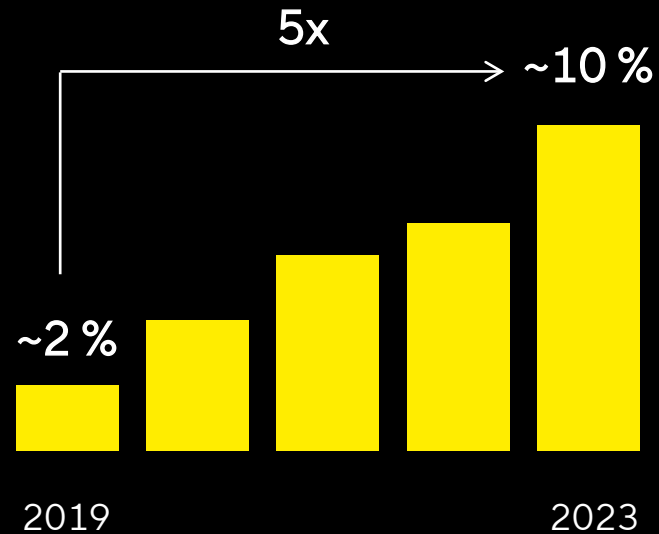
Les thérapies cellulaires et géniques gagnent en importance

~30 % de la filière se concentre sur les TCG¹

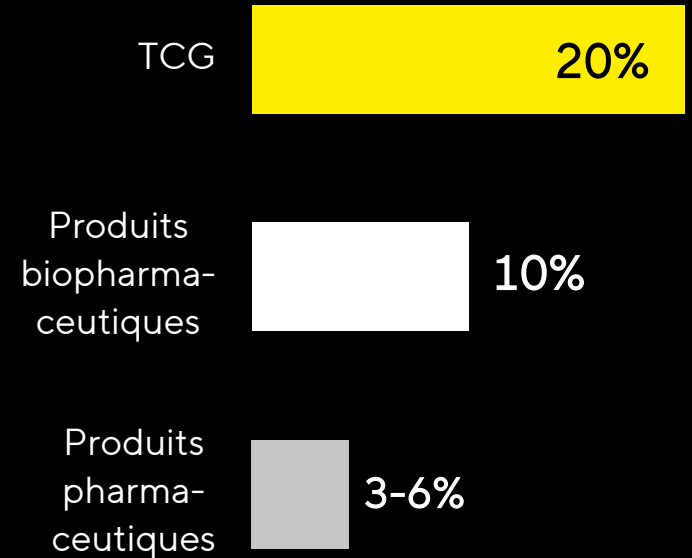


> 6 000 candidats TCG en développement

TCG avec part croissante d'approbations de médicaments²



Croissance au-dessus de la moyenne TCAC 2022-2027³



¹ Global Data, Octobre 2023 ² cellandgene.com ³ Estimations des entreprises basées sur EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023

L'acquisition de Polypus, un pilier important de la stratégie TCG



Siège social à Strasbourg,
France



~270 collaborateurs



Croissance attractive et
profil de rentabilité



2,4 milliards € à l'achat

Portefeuille



- Réactifs de transfection
- Plasmides
- Autres réactifs

- Technologie leader sur le marché
- Spécifiée dans une large part des TCG en développement
- Complément au portefeuille de SSB ; synergies grâce à la vente croisée
- Avantages significatifs pour les clients grâce à la combinaison des capacités

Belle progression de la plate-forme technologique SSB pour les thérapies cellulaires et géniques

Biological Industries



Milieus de culture cellulaire

CellGenix



Facteurs de croissance et cytokines

Xell



Milieus et suppléments

Albumedix



Albumine recombinante

Polyplus



Réactifs de transfection et ADN plasmidique



Solutions en amont et en aval



Développement de lignées cellulaires, conception et fabrication de plasmides, services de test

Polyplus spécialisée dans une large part des TCG approuvées et en cours de développement

Pertinence croissante du marché des TCG SSB
>10 % des ventes | ~ TCAC 2019-23 : ~35 %

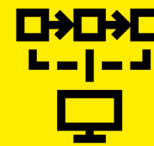
Nos innovations pour des résultats rapides, des rendements plus élevés et des émissions plus faibles pour les clients



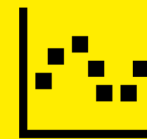
Technologies à usage unique



Intensification des processus



Automatisation



Analyse des données



Bioréacteurs
Biostat® STR



Linkit® AX avec Flexsafe®



Resolute® BioSMB



Perfusion Ambr® 250HT



Suite Umetrics®

Actuellement à l'ordre du jour : la conception de produits recyclables avec l'aide des utilisateurs et des fournisseurs

Recyclabilité | Poches Flexsafe®



- Projet pilote en collaboration avec Sanofi, Veolia et Südpack
- Premier film plastique de l'industrie recyclable selon des procédures standards

Optimisation du matériel | MaxiCaps



- En comparaison avec la première génération
- 63 % plus légères
 - 15 kg de plastique en moins

Transport | Celsius FFT



- En coopération avec Va-Q-tec
- Développement de systèmes logistiques pour le transport de substances actives

Investissements dans les capacités et structures régionales solides pour la croissance organique à long terme

- 

Résilience globale
- 

Capacité redondante
- 

Excellence opérationnelle
- 

Proximité avec les clients



Aubagne, France



Songdo, Corée du Sud



Fribourg, Allemagne



Göttingen, Allemagne

	<p>~474 millions € Dépenses d'investissement 2023</p>	<p>~13% Ratio dépenses d'investissement/chiffre d'affaires prévu pour 2024</p>
--	--	---

L'augmentation réussie du capital social début février 2024 renforce la flexibilité stratégique

Augmentation du capital social

5 150 215	Actions
233.0 €	Prix de la souscription
1,2 md €	Produit brut
1716739	Souscription par Sartorius AG

Utilisation des produits

- Accélération du désendettement au-delà d'un flux de trésorerie opérationnel élevé
- Renforcement de la flexibilité stratégique globale

Orientation 2024 : croissance rentable avec un premier semestre modéré



Croissance du chiffre d'affaires en 2024

Taux à un chiffre moyen à élevé

dont ~2pp provenant des acquisitions



Marge d'EBITDA courant 2024

plus de 30 %

- Ratio capex ~13 %
- Le ratio dette nette/EBITDA courant devrait se situer légèrement en dessous de 2,5

Taux de change constant; EBITDA corrigé des événements non récurrents

Tendances fondamentales
durables ; objectifs ambitieux à
moyen terme

La santé demeure l'un des thèmes les plus importants dans le monde

Population croissante et vieillissante



9,5 md

Population mondiale en 2050¹

~0,8 md

plus de 65 ans

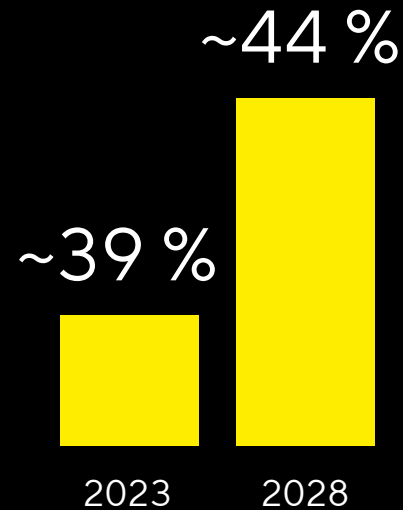
2022

> 1,6 md

plus de 65 ans

2050

Les produits biologiques gagnent en importance²



Part des revenus des produits biologiques

Forte croissance du marché³

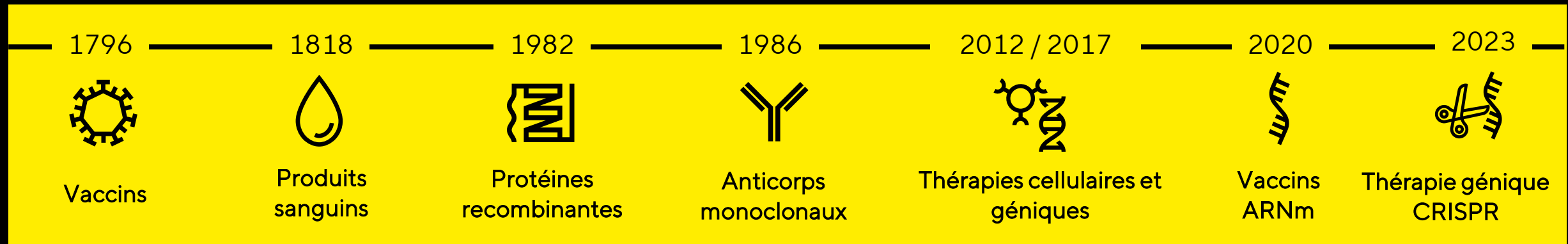
~10 %

TCAC
pour le marché biopharmaceutique
2023-2028

¹ United Nations: World Population Prospects, 2022 ² Evaluate Pharma: World Preview 2023, août 2023 ³ Estimations des entreprises basées sur EvaluatePharma 2023, IQVIA 2023, Global Data 2023, Roots Analysis 2021, Markets & Markets 2023

L'industrie des sciences de la vie se trouve dans une phase de forte innovation

Les avancées à un rythme croissant donnent de l'espoir aux patients¹



19 millions

de diagnostics de cancer par an

400 millions

de personnes atteintes de maladies rares,
> 90 % sans options de traitement

1 personne sur 9 de plus de
65 ans souffre de la maladie
d'Alzheimer

¹ AstraZeneca, eurordis, WHO, Alzheimer Association

Les innovations technologiques sont nécessaires pour proposer des thérapies aux patients

Les thérapies cellulaires et géniques sont efficaces, mais chères¹

Exemple de l'atrophie musculaire spinale



~1,4 mio € Coûts d'un traitement unique

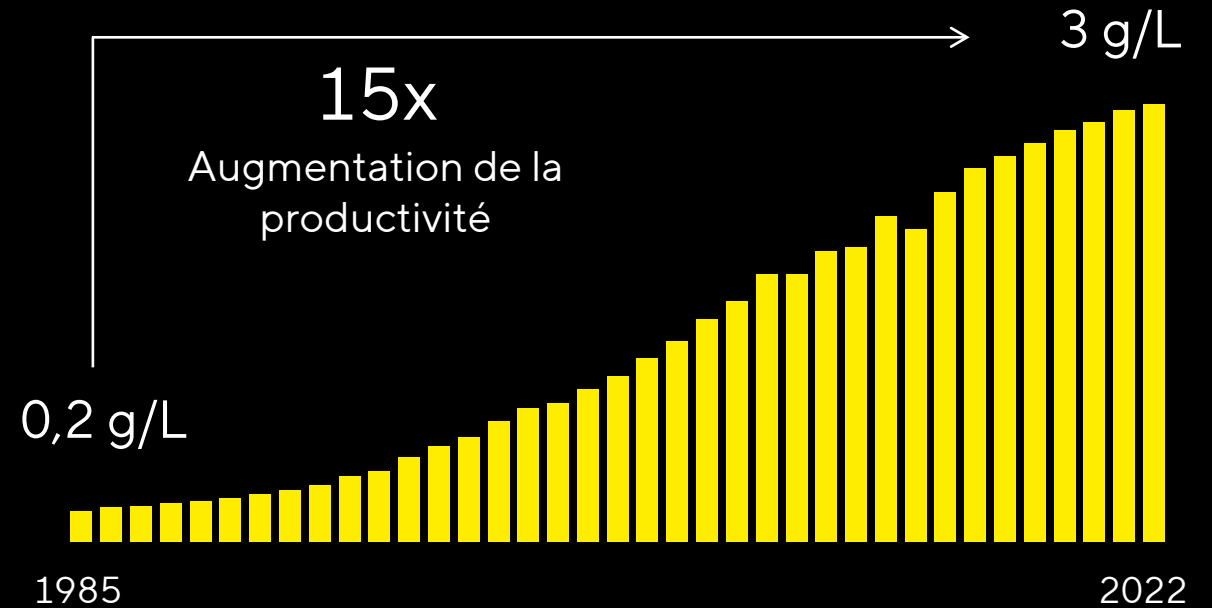
Exemple du cancer



~420 000 € Coûts annuels d'un traitement

¹ Wissenschaftliches Institut der AOK, 2023 ² Bioprocess International

Les progrès requis sont similaires à la production d'anticorps²



Ambition et stratégie en matière de développement durable alignées avec celles de Sartorius AG

2030

~10 %

Scopes 1-3 : Ø réduction de l'intensité des émissions¹ de CO₂eq par an

Zéro

émissions évitables² dans les scopes 1 et 2

100 %

d'électricité renouvelable

2045

Zéro émission nette

Décarbonation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les clients et les fournisseurs

~75 %

chiffre d'affaires avec des produits conçus selon les principes de circularité³

Zéro

Déchet d'exploitation en décharge

35

Ø Score de recommandation net des employés par an

2025

Rapport en accord avec la CSRD

1 Par rapport à l'année de référence 2019, 2 Les émissions liées aux procédés de fabrication des membranes sont actuellement considérées comme inévitables sur la base des technologies disponibles, 3 Y compris l'emballage des produits et le transport

Perspectives à moyen terme jusqu'en 2028



Chiffre d'affaires TCAC
jusqu'en 2028

Fourchette basse à moyenne

dont ~1/5 provenant d'acquisitions



Marge d'EBITDA courant
en 2028

Plus de 35 %

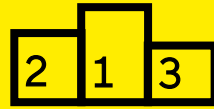
Les objectifs de marge incluent les dépenses liées à la réduction des émissions de CO₂ de l'entreprise à hauteur d'env. 1 % des ventes

Objectifs à moyen terme basés sur les taux de change actuels ; EBITDA courant corrigé des événements non récurrents

Sartorius Stedim Biotech est bien positionné pour l'avenir



Moteurs fondamentaux
de croissance solides



Portefeuille de produits
intégrés et compétitifs



Stratégie claire



Équipe ambitieuse,
centrée sur les clients



Infrastructure de production et
R&D puissante et résiliente



Agenda ESG
ambitieux

Merci de votre attention

SARTORIUS