



Simplifying Progress

Bienvenue chez
Sartorius Stedim Biotech
Février 2025

SARTORIUS

Notre ambition : une meilleure santé pour le plus grand nombre

Mission

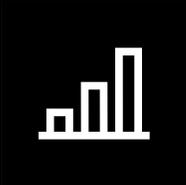
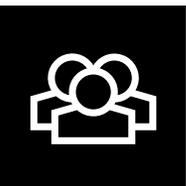
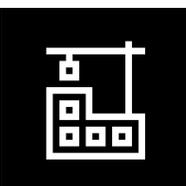
Chez Sartorius Stedim Biotech, nous donnons aux scientifiques et aux ingénieurs les moyens de simplifier et d'accélérer les progrès en matière de sciences de la vie et de bioprocédés, ce qui permet la fabrication de nouveaux produits pharmaceutiques plus efficaces et garantit des médicaments encore abordables.

Vision

Nous sommes un pôle attractif et une plateforme dynamique pour les précurseurs et les experts reconnus de notre secteur. Nous rassemblons les esprits créatifs autour d'un objectif commun : des bonds technologiques qui ouvriront la voie à une meilleure santé pour un maximum de personnes.



Les chiffres de Sartorius Stedim Biotech en 2024

	<p>~ 2,8 € Md Chiffres d'affaires</p>		
	<p>28.0% Marge d'EBITDA¹</p>		
	<p>+ 9 900 Employés</p>		
	<p>~ 340 € mn Investissements</p>		

¹ Marge d'EBITDA courant

9 900 employés unis par des valeurs fortes

La persévérance
Maîtriser sa croissance et se montrer responsable envers toutes les parties



L'ouverture d'esprit
Encourager le changement et le progrès, en interne comme en externe



La joie
Travailler dans un environnement énergétique et valorisant



99

nationalités

54%

ont moins de 40 ans

39%

sont des femmes

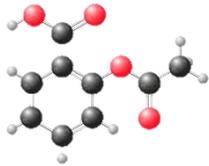
53%

ont rejoint le Groupe depuis 2020

Que sont les produits biopharmaceutiques ?

Médicaments chimiques

Aspirine
(C₉H₈O₄)



Petites molécules
simples



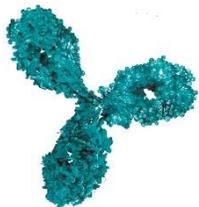
Obtenu par
synthèse chimique



Administré de
différentes manières

Biopharmaceutique

Anticorps
monoclonal



Constitués de
molécules complexes



Obtenus à partir de cellules
vivantes dans des processus
de culture cellulaire



Administrés
principalement par
voie intraveineuse

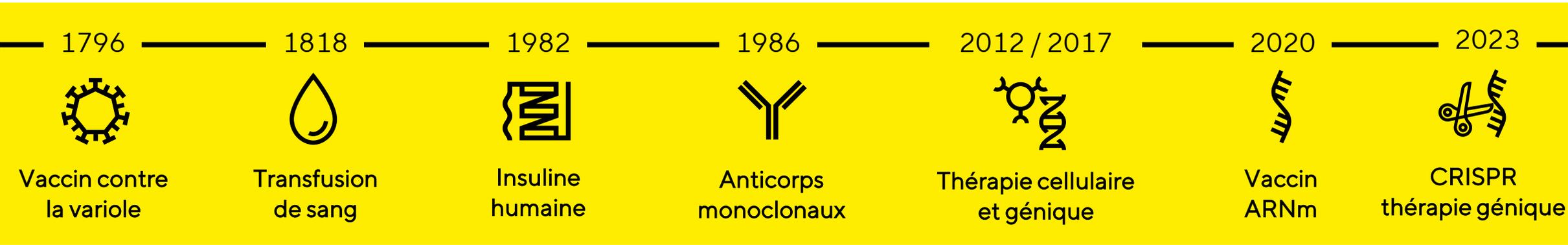
Avantages

- Ne ciblent que les cellules malades
- ont moins d'effets secondaires
- permettent de traiter pour la première fois ou d'améliorer le traitement de maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques ou les rhumatismes



Les promesses des produits biologiques : des concepts établis aux nouveaux concepts

Des avancées à un rythme toujours plus soutenu et de nouvelles formes de traitement offrent de l'espoir aux patients



<p>19 mn Cas de cancer diagnostiqués par an</p>	<p>400 mn Personnes atteintes de maladies rares, >90 % sans option de traitement</p>	<p>1 sur 9 Personnes de plus de 65 ans souffrent de la maladie d'Alzheimer</p>
--	--	---

De nombreux médicaments issus de la biotechnologie sont très efficaces, mais très coûteux

Rhumatismes

Anticorps monoclonaux

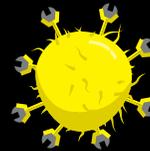


~ 12 000 €

Coût annuel du traitement en
Allemagne

Cancer du sang

Thérapie cellulaire CAR-T



~ 240 000 €

Coût par traitement en Europe

Leucodystrophie

Thérapie génique



~ 4,25 mn \$

Coût par traitement aux États-Unis

Une fois découverts, les produits biologiques sont également complexes à fabriquer



Fournir des technologies permettant d'accroître la productivité dans le domaine des bioprocédés

 Notre ambition
Des bioprocédés plus efficaces

 Nos solutions
Technologies pour toutes les phases de la fabrication de médicaments



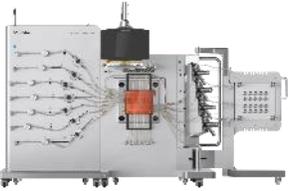
- Mettre en place des processus sûrs et flexibles
- Augmenter l'efficacité des ressources et des matériaux
- Réduire les investissements
- Améliorer le rendement des produits



Milieus et composants



Bioréacteurs et fermenteurs



Chromatographie



Filtration



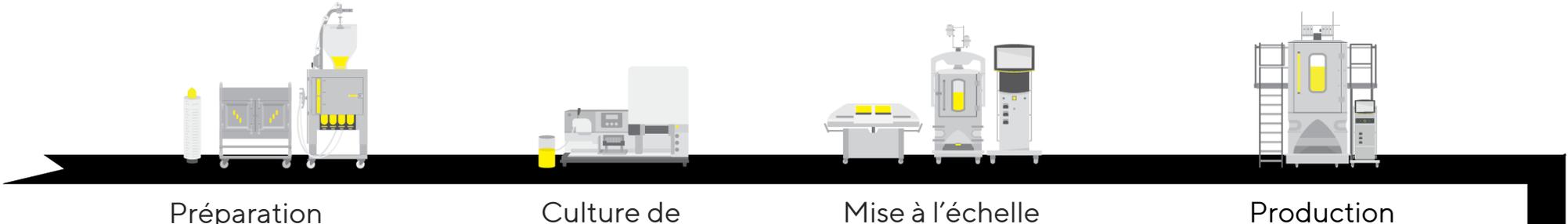
Gestion des fluides



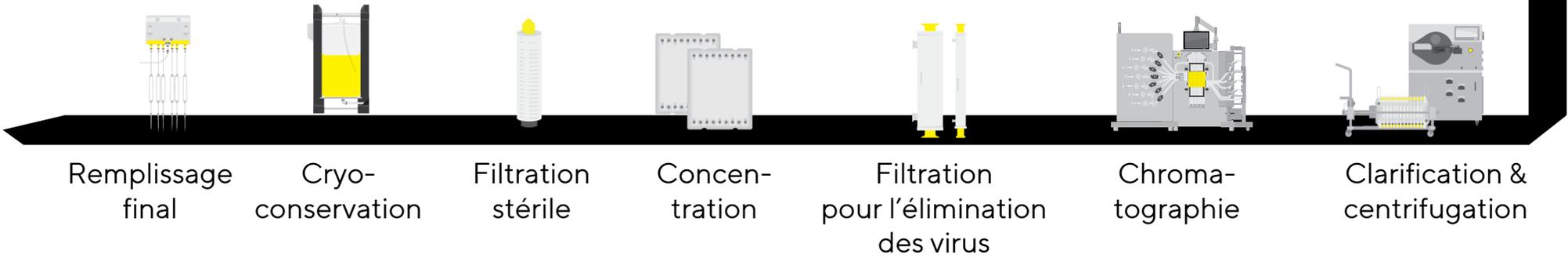
Analyse des données

Offrir des solutions de fabrication intégrées de bout en bout

Amont
Production du médicament souhaité



Aval
Isolement et remplissage du médicament souhaité



Aider les clients à réduire leur empreinte environnementale



Technologies à usage unique



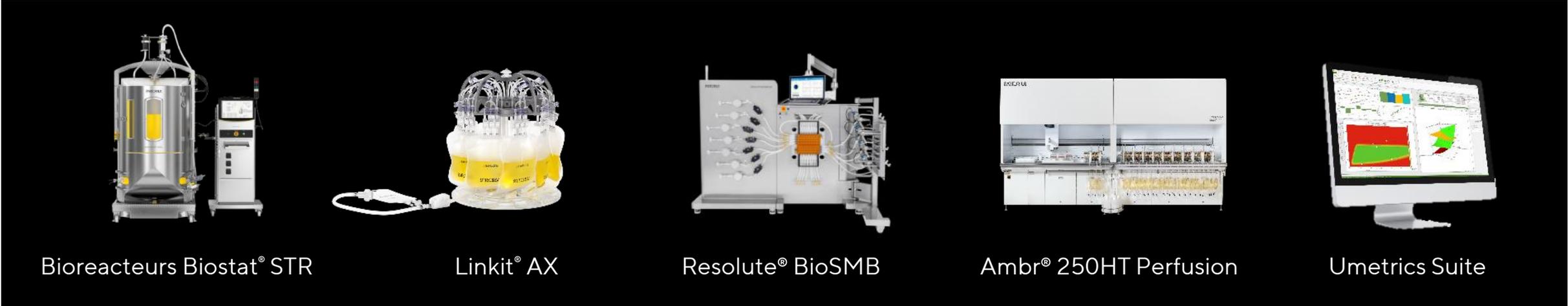
Intensification des processus



Analyse des données



- Pas de nettoyage à forte consommation d'eau ou d'énergie
- Moins d'espace en salle blanche, moins de consommation d'énergie
- Rendements plus élevés



Thérapies cellulaires et géniques : nouvelles modalités, nouveaux défis



Produits biopharmaceutiques de nouvelle génération

Vecteurs viraux	ARNm	Cellules souches
Exosomes	ADN	Nouveaux vaccins

Des traitements innovants pour les patients

+ 9 000

Candidats en cours de développement¹

~ 100

Thérapies approuvées dans le monde entier



Permettre la mise en œuvre de TCG : un grand besoin d'innovation

- + Robustesse du processus de production
- + Rendements, productivité, coût par dose
- + Délai de mise sur le marché
- + Régulation en cours d'élaboration
- + Production à proximité des patients



¹ Global Data, octobre 2024, TCG = Thérapies cellulaires et géniques

Une plateforme technologique complète pour les applications de thérapie cellulaire et génique



Une structure mondiale résistante, bien préparée à la poursuite de la croissance



Proximité
avec les clients



Résilience
mondiale



Capacité
redondante



Excellence
opérationnelle

~ 340 € mn

Investissements en 2024

Ouverture en 2024



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



Guxhagen, Allemagne
Customer Interaction Center

Investissements en cours



Göttingen, Allemagne
Production de filtres



Songdo, Corée du Sud
Médias, poches, filtration, laboratoires,
formation



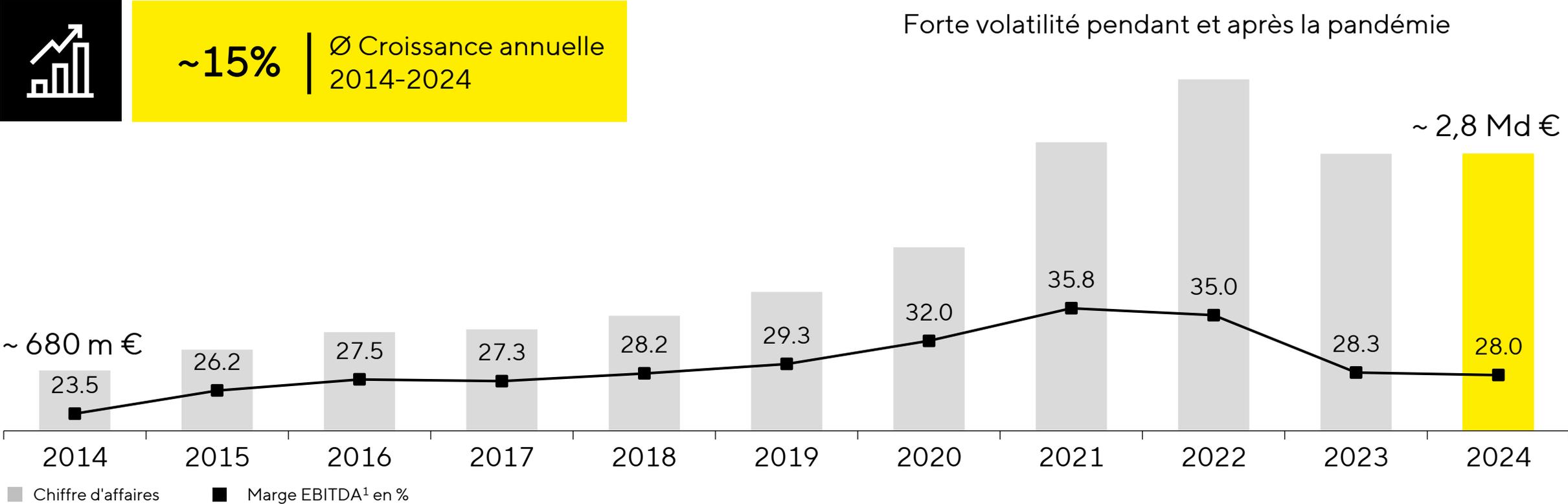
Freiburg, Allemagne
Composants de culture cellulaire



Aubagne, France
Salles blanches, développement de
produits, laboratoires

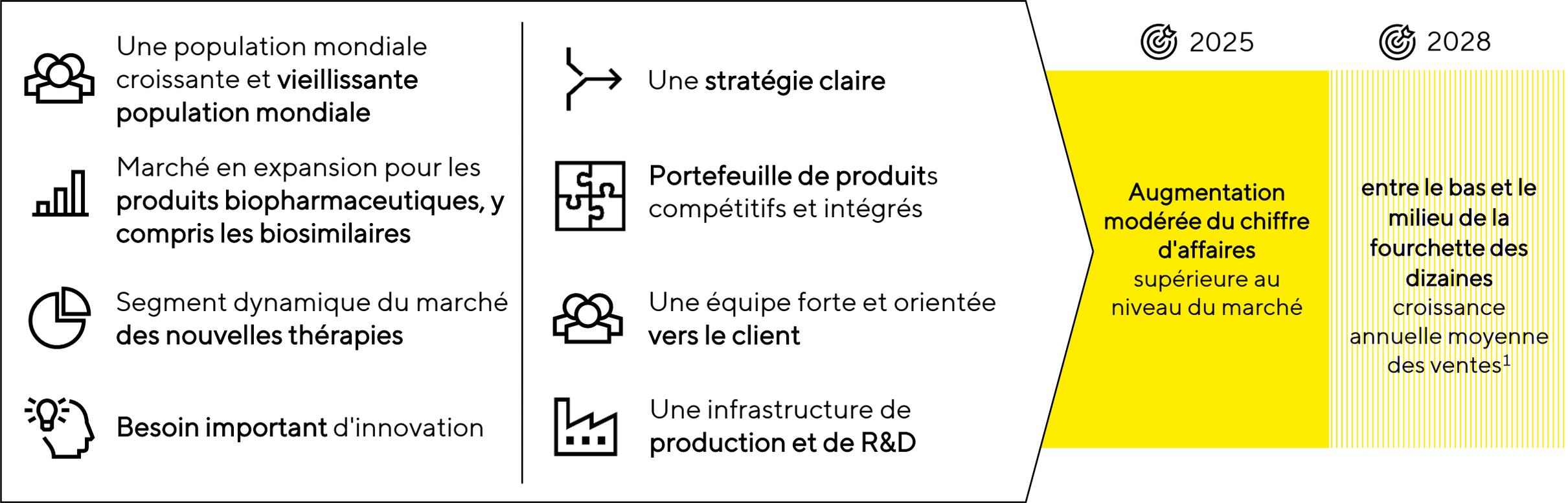
Expansion des capacités de production et de R&D ; projets en cours sélectionnés

Un bilan financier solide ; une croissance rentable



Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires pour les activités poursuivies ; marge EBITDA hors éléments extraordinaires

Des objectifs ambitieux à moyen terme soutenus par des fondamentaux de marché solides



¹ Dont environ un cinquième par le biais d'acquisitions

Mise en œuvre d'un programme de développement durable vaste et ambitieux

2030 Ambitions à moyen terme

~ 10% Réduction moyenne de l'intensité des émissions de CO ₂ eq par an (Scopes 1-3)	Zero Emission évitable ¹ dans les champs d'application 1 et 2	100% L'électricité produite à partir de sources renouvelables
--	--	---



¹ Les émissions liées à la fabrication des membranes sont actuellement considérées comme inévitables sur la base des technologies disponibles

2045 Ambitions à long terme

Zero émission

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

Simplifying Progress

Sartorius Stedim Biotech
Zone Industrielle les Paluds
510 avenue de Jouques
13400 Aubagne
France

SARTORIUS