

Simplifying Progress

Bienvenue chez Sartorius

Février 2024

SARTORIUS

Notre ambition : une meilleure santé pour le plus grand nombre

Mission

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 de mettre au point de nouvelles thérapies plus efficaces et des médicaments plus 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 en 2023

~ 3,4 Md €

Chiffres d'affaires



28.3%

Marge d'EBITDA¹



+ 14 500

Employés



+ 60

Sites dans le monde



+ 150

Ans d'expérience



~ 560 € mn

Investissements dans les capacités



2045

Objectif de neutralité climatique



¹ Marge d'EBITDA courant

14 500 employés unis par des valeurs fortes

La persévérance

Maîtriser sa croissance et se montrer responsable envers toutes les parties



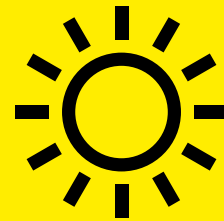
L'ouverture d'esprit

Encourager le changement et le progrès, en interne comme en externe



La joie

Travailler dans un environnement énergique et valorisant



113

nationalités

54%

ont moins de 40 ans

39%

sont des femmes

55%

ont rejoint le Groupe depuis 2019

Deux divisions clairement axées sur l'industrie des sciences de la vie

Offre un large éventail de technologies innovantes pour la fabrication de produits biopharmaceutiques et de vaccins, ainsi que de thérapies cellulaires et génétiques



79%
Division
Bioprocess Solutions



21%
Division
Lab Products & Services

~ 85%
avec les clients du
secteur des
sciences de la vie



Spécialisées dans les équipements et les technologies pour la recherche en sciences de la vie et les laboratoires pharmaceutiques

Permettre la découverte et la production de produits biopharmaceutiques

Division Bioprocess Solutions



Développement de molécules

Développement de lignées cellulaires et de procédés

Production en amont et en aval

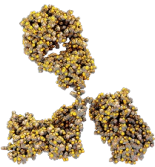
Qualité | Tests | Validation



Division Lab Products & Services

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

Que sont les produits biopharmaceutiques ?



Constitués de molécules complexes



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

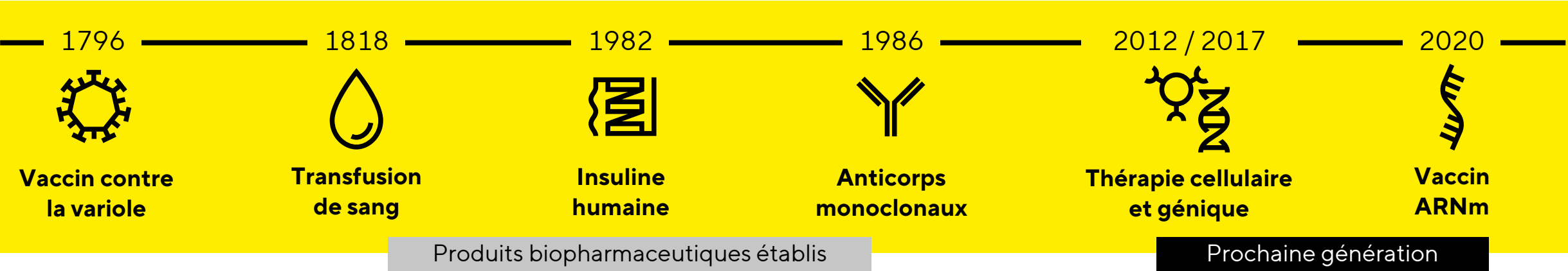


Administrés principalement par voie intraveineuse



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.



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



~ 280 000 €

Coût par traitement en Europe

Hémophilie

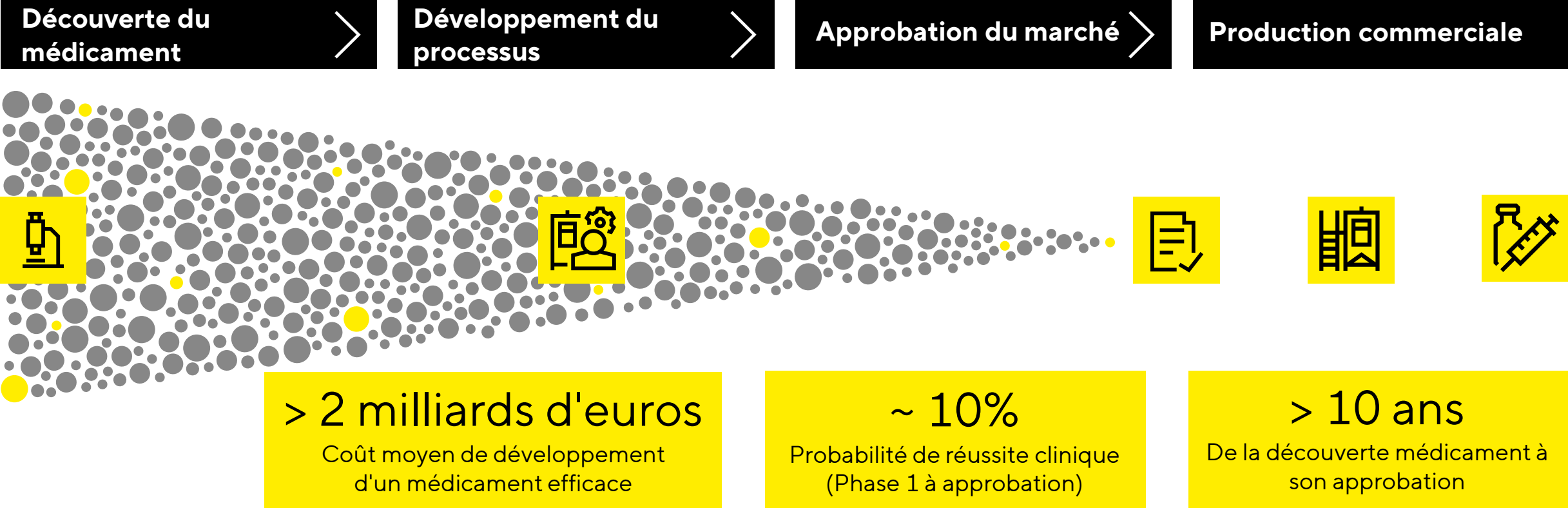
Thérapie génique



~ 3,5 mn \$

Coût par traitement aux États-Unis

Un candidat-médicament sur 10 000 seulement finit par être commercialisé



Schematic example of biologic drug discovery with data from the Association of the British Pharmaceutical Industry

Aider les chercheurs en laboratoire à accélérer la découverte de médicaments



Notre ambition

Réduire les erreurs et les essais coûteux



Nos solutions

Des outils bioanalytiques puissants et des outils de laboratoire essentiels



- Comprendre les maladies**
- Mener des expériences**
- Mieux utiliser les données**
- Identifier les molécules**
- Développer des nouveaux médicaments**



Analyse de cellules vivantes



Caractérisation des cellules



Analyse des protéines



Sélection de cellules



Pipetage



Pesage



Filtration



Purification de l'eau

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



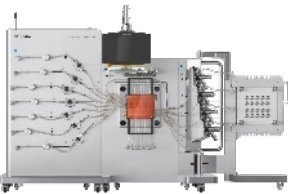
- Mettre en place des processus sûrs et flexibles**
- Augmenter l'efficacité des ressources et des matériaux**
- Réduire les investissements**
- Améliorer le rendement des produits**



Milieux 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



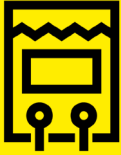
Préparation des milieux de culture Culture de semences Mise à l'échelle Production

Aval
Isolement et remplissage du médicament souhaité



Remplissage final Cryo-conservation Filtration stérile Concentration Filtration pour l'élimination des virus Chromatographie Clarification & centrifugation


Aider les clients à réduire leur empreinte environnementale



Technologies à usage unique



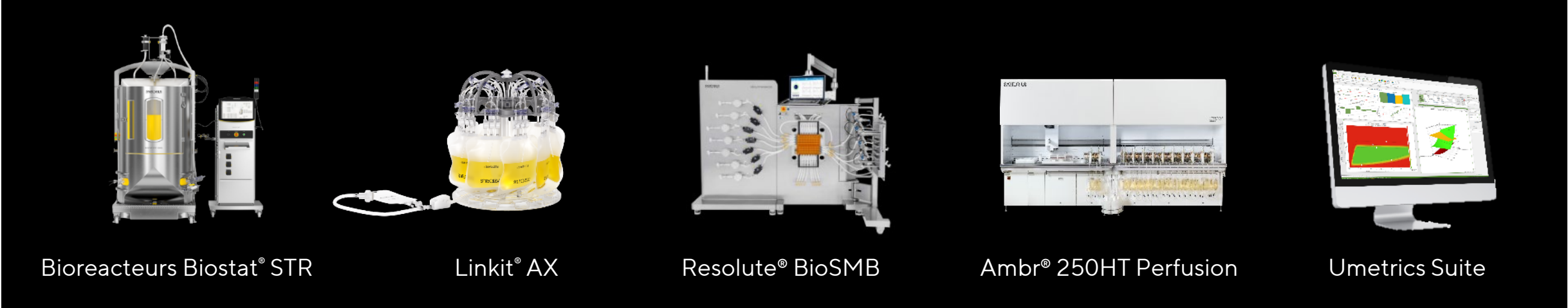
Intensification des processus



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

+ 6 000

Candidats en cours de développement¹

~ 60

Thérapies approuvées dans le monde entier

¹ GlobalData, octobre 2023, CGT = Cell & Gene Therapies (Thérapies cellulaires et géniques)

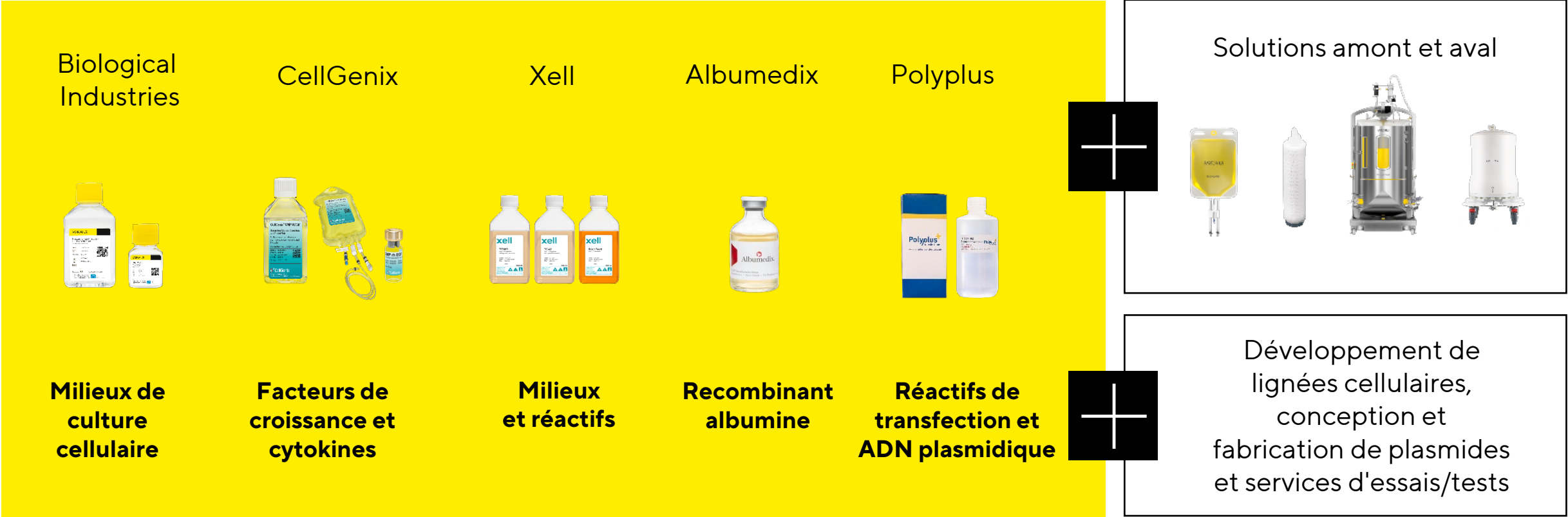


**Permettre la mise en œuvre de la CGT :
un grand besoin d'innovation**

- + **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**



Création d'une plateforme technologique pour les applications de thérapie cellulaire et génique



Comment nous innovons



Développement de produits en propre

dans les domaines de compétences clés

Séparation

Technologies de culture cellulaire

Analyse en laboratoire

Automatisation



Acquisitions

de technologies complémentaires

Milieux et réactifs

Chromatographie

Instruments de bioanalyse



Coopérations

avec des partenaires de premier plan dans leur domaine

Nanoparticules

La bio-impresion

Intelligence artificielle

Modèles cellulaires

Priorités récentes ; projets sélectionnés

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



Proximité
avec les clients



Capacité redondante



Excellence
opérationnelle



Résilience mondiale



Ann Arbor, Michigan, USA
Produits et services bioanalytiques



Songdo, South Korea
Médias, poches, filtration, laboratoires,
formation



Freiburg, Germany
Composants de culture cellulaire



Göttingen, Germany
Production de filtres, développement de
produits



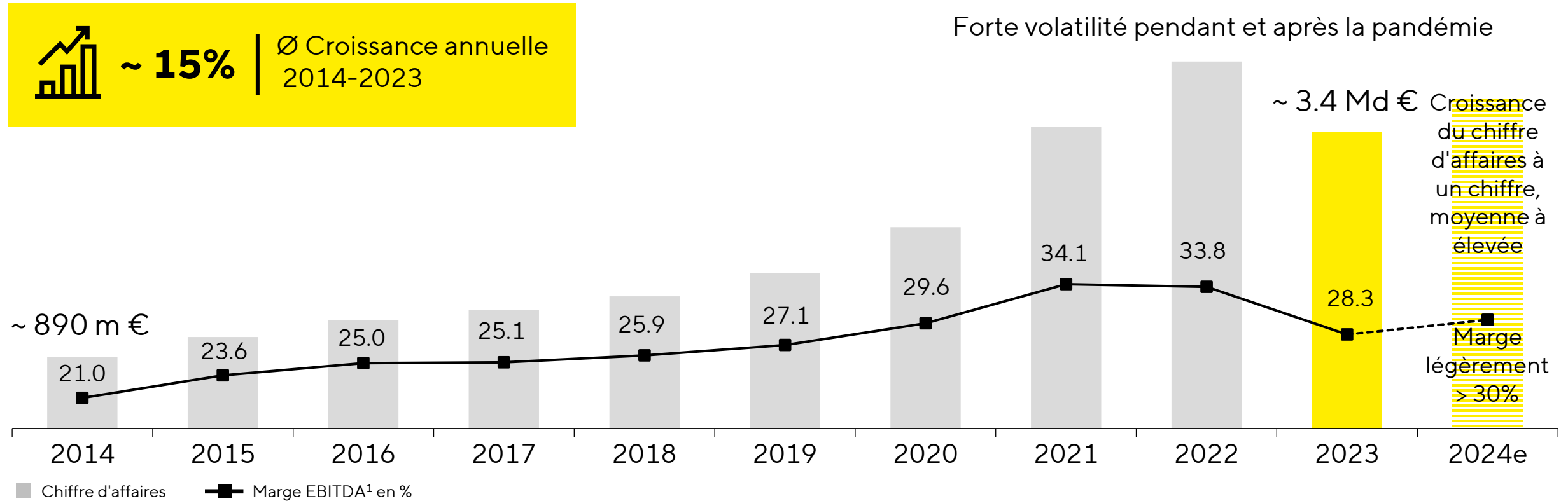
Aubagne, France
Salles blanches, développement de
produits, laboratoires



~ 500 mn €
Investissements
prévus 2024

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

Un bilan financier solide ; une croissance rentable est attendue pour 2024



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

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



Une population mondiale croissante et **vieillissante** population mondiale



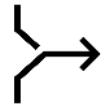
Marché en expansion pour les **produits biopharmaceutiques, y compris les biosimilaires**



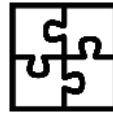
Segment dynamique du marché **des nouvelles thérapies**



Besoin important d'innovation



Une **stratégie claire**



Portefeuille de produits compétitifs et intégrés



Une équipe forte et orientée **vers le client**



Une infrastructure de **production et de R&D**



Ambition d'ici à 2028

Faible croissance à deux chiffres

croissance annuelle moyenne des ventes¹

~ 34%

Marge d'EBITDA courant

¹ Dont environ un cinquième par le biais d'acquisitions

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

2030 objectifs à moyen terme

~ 10% Réduction moyenne de l'intensité des émissions de CO2eq par an (Scopes 1-3)	Zero émissions évitables ¹ dans les champs d'application 1 et 2	100% l'électricité produite à partir de sources renouvelables
> 75% revenus avec des produits conçus selon les principes de la circularité ²	Zero déchets d'exploitation à la décharge	35 Score annuel moyen du promoteur net des employés

2045 Objectifs à long terme

Zero émissions

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



1 Les émissions liées à la fabrication des membranes sont actuellement considérées comme inévitables sur la base des technologies disponibles 2 Y compris l'emballage des produits et le transport.

Simplifying Progress

Sartorius AG

Communication du Groupe &
Relations Investisseurs
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Germany

SARTORIUS