

Simplifying Progress

C'est Sartorius

2026

SARTORIUS

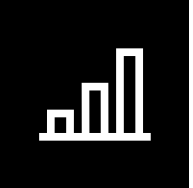
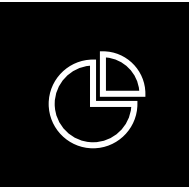
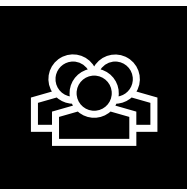
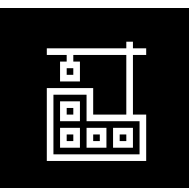
Notre ambition : une meilleure santé pour le plus grand nombre

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.



Les chiffres de Sartorius en 2025

	<p>~ 3,5 € Md Chiffre d'affaires</p>
	<p>29,7% Marge d'EBITDA¹</p>
	<p>+ 14 000 Employés</p>
	<p>~ 440 € mn Investissements</p>

¹ Marge d'EBITDA courant



	<p>+ 60 Sites dans le monde</p>		<p>+ 150 Ans d'expérience</p>
--	--	--	--

Plus de 14 000 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



108

nationalités

51%

ont moins de 40 ans

39%

sont des femmes

76%

postes de management
pourvus en interne

Deux offres de produits 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



~ 80%
Bioprocess Solutions



Ventes 2025
~ 3,5 Md €

~ 20%
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

Simplifying Progress : Permettre la découverte et la production de produits biopharmaceutiques

Bioprocess Solutions



Développement de molécules

Développement de lignées cellulaires et de procédés

Production en amont et en aval

Qualité | Tests | Validation

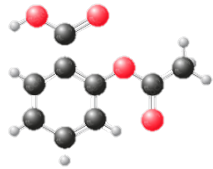


Lab Products & Services

Que sont les produits biopharmaceutiques ?

Médicaments chimiques

Aspirine
(C₉H₈O₄)



Petites molécules
simples



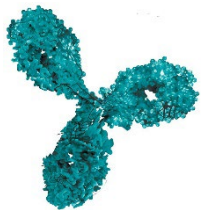
Obtenu par
synthèse chimique



Administré de
différentes manières

Biopharmaceutique

Anticorps
monoclonal



Constitués de
molécules complexes



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



Administrés
principalement par
voie intraveineuse

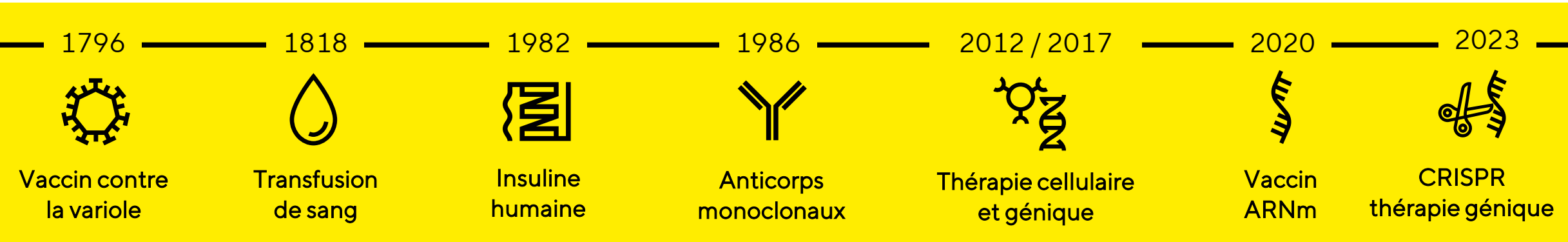
Avantages

- 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 Diagnostic de cancers par année</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

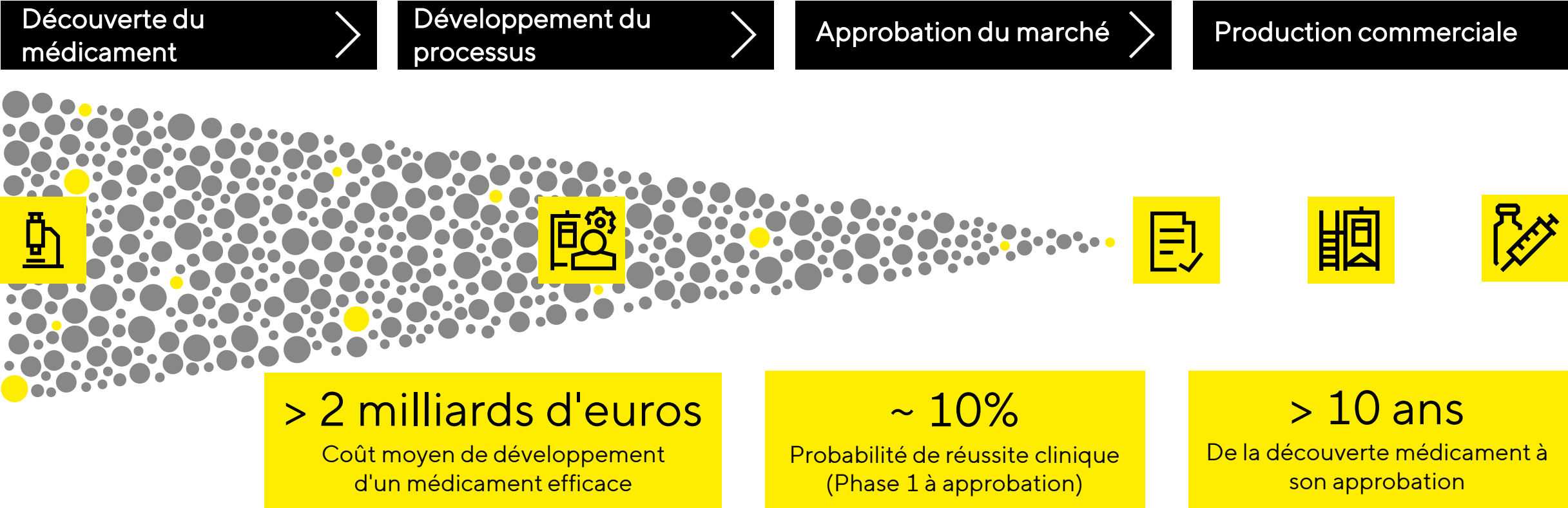
Thérapie génique



~ 4,25 mn \$

Coût par traitement aux États-Unis

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



Exemple schématique de découverte de médicaments biologiques à partir des données fournies par l'Association britannique de l'industrie pharmaceutique.

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



Modèles cellulaires 3D



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



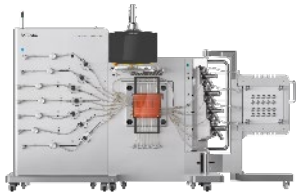
- ✓ Mettre en place des processus sûrs et flexibles
- ✓ Augmenter l'efficacité des ressources et des matériaux
- ✓ Réduire les investissements
- ✓ Améliorer le rendement des produits



Milieus et composants



Bioréacteurs et fermenteurs



Chromatographie



Filtration



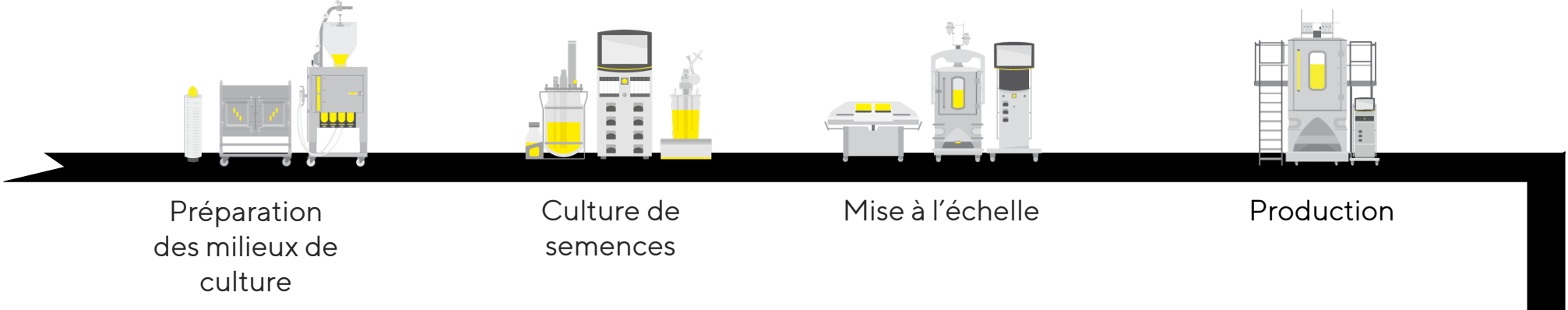
Gestion des fluides



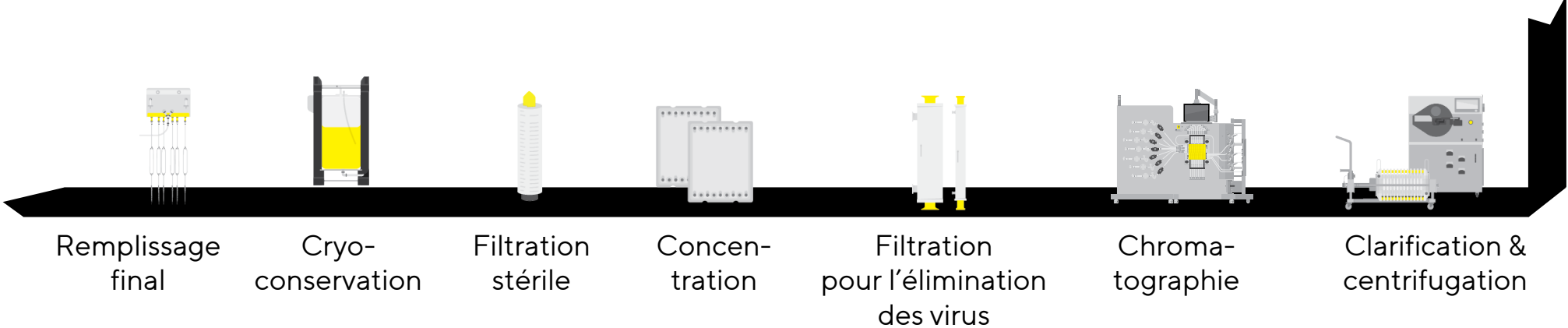
Analyse des données

Offrir des solutions de fabrication intégrées de bout en bout

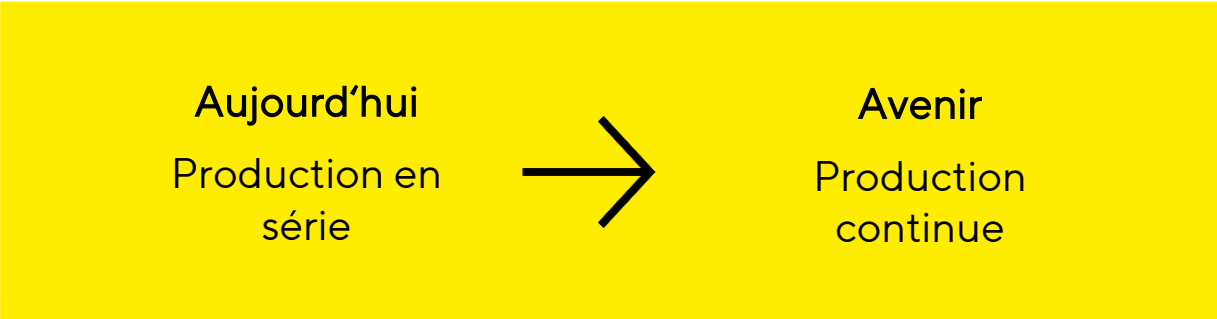
Amont
Production du médicament souhaité



Aval
Isolement et remplissage du médicament souhaité



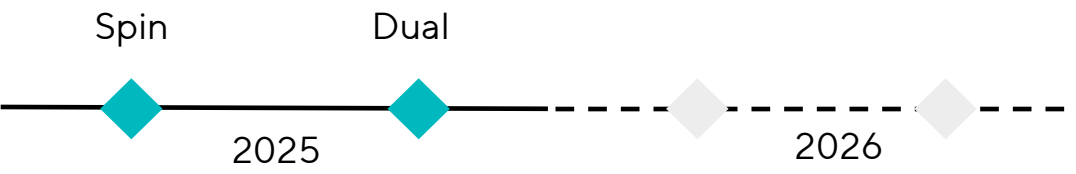
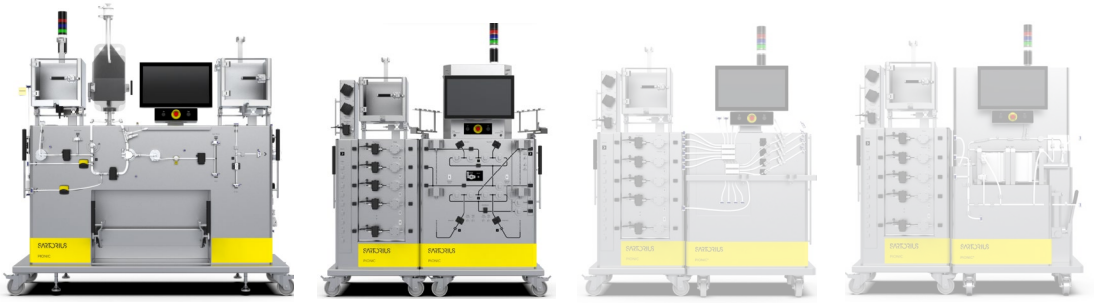
Pionnier dans le secteur : une nouvelle plateforme facilite la transition des bioprocédés discontinus vers les bioprocédés continus



Réduction des coûts de production	Réduction des délais de mise sur le marché
Productivité accrue	Moins d'émissions de CO ₂

Pionic®

Coopération avec
sanofi



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

+ 8 700

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, janvier 2026, CGT = Cell & Gene Therapies (Thérapies cellulaires et géniques)

Une plateforme technologique complète 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

Modèles cellulaires



Coopérations

avec des partenaires de premier plan dans leur domaine

Intensification des processus

La bio-impression

Intelligence artificielle

Priorités récentes ; projets sélectionnés

Investissement continu dans l'innovation, la croissance et la résilience



Songdo, Corée du Sud
Consommables stériles, laboratoires

Göttingen, Allemagne
Filtre

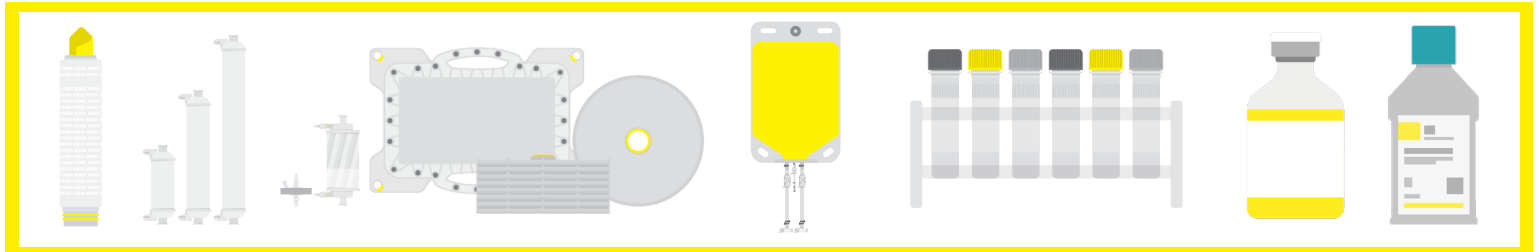
Nottingham, Royaume-Uni
Milieux de culture cellulaire

Freiburg, Allemagne
Milieux de culture cellulaire

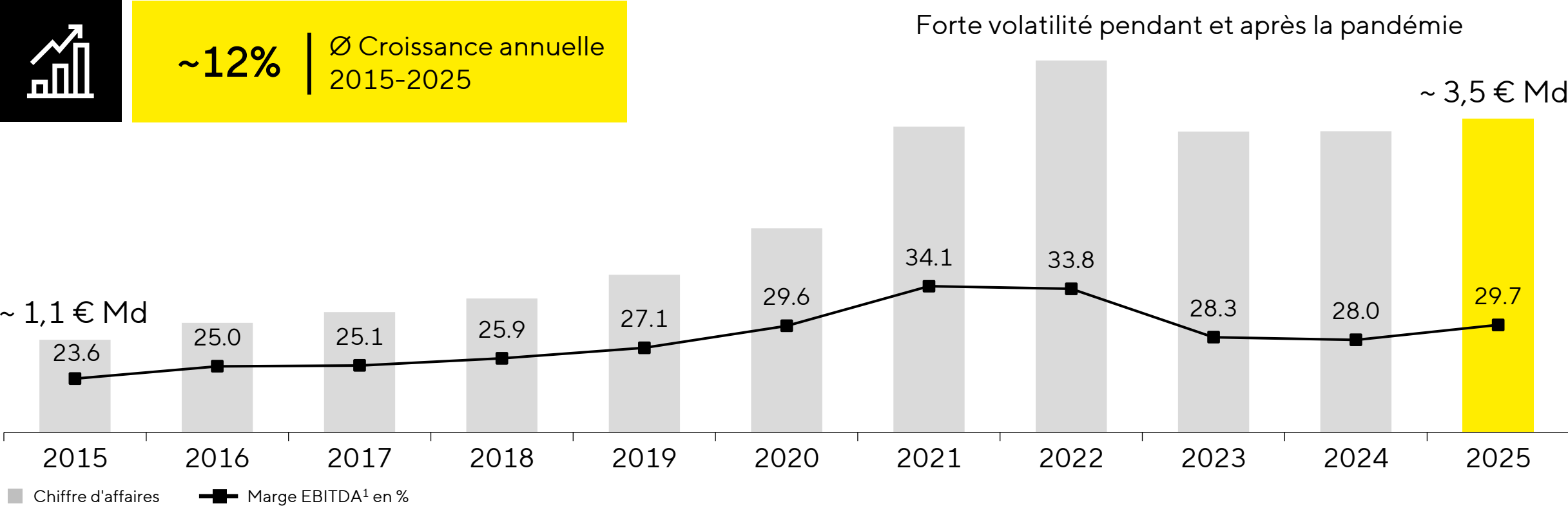
Bielefeld, Allemagne
Milieux

2025
442 € mn
Investissements

12,5 %
Ratio des dépenses
d'investissement



Un bilan financier solide ; une croissance rentable



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

Programme climatique ambitieux à moyen terme conforme à l'accord de Paris sur le climat

2030 objectifs à moyen terme

Scope 1 & 2

42%

Réduction des émissions de GES-Gaz à effet de serre - par rapport à 2022



Utilisation des énergies renouvelables et électrification des infrastructures

Scope 3

51,6%

Réduction des émissions de GES par rapport à la valeur ajoutée¹ par rapport à 2022



Décarbonisation des fournisseurs, éco-conception, logistique, construction immobilière



2045 ambition à long terme

Émissions nettes nulles



¹ EBITDA plus frais de personnel

Simplifying Progress

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

SARTORIUS