

Structure et gestion du groupe

Structure juridique du groupe

Sartorius Stedim Biotech est un groupe implanté mondialement, qui compte plus de 4 700 collaborateurs et des filiales dans plus de vingt pays. La société mère du groupe Sartorius Stedim Biotech est Sartorius Stedim Biotech S.A. dont le siège est à Aubagne, en France.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext, à la Bourse de Paris. Environ 74% du capital social et près de 85% des droits de vote de Sartorius Stedim Biotech S.A. sont détenus par Sartorius AG.

Sartorius AG est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de laboratoire et de bioprocédés. Son siège social se trouve à Goettingen, en Allemagne. Le groupe est coté à la Bourse d'Allemagne et il répartit ses activités en deux divisions : la division bioprocédés en tant que sous-groupe de sa société mère Sartorius Stedim Biotech S.A. et la division laboratoire.

Les comptes consolidés du groupe Sartorius Stedim Biotech incluent les comptes annuels de Sartorius Stedim Biotech S.A. et de toutes les filiales dans lesquelles Sartorius Stedim Biotech S.A. a un pourcentage de contrôle au sens de la norme IFRS 10.

La liste des filiales figure en page 130.

Organisation et gestion du groupe

Le groupe Sartorius Stedim Biotech est principalement organisé par fonction, à l'échelle mondiale. Sa gestion s'articule donc autour des fonctions clés de l'entreprise, entre tous ses sites et régions.

Cette organisation fonctionnelle mondiale forme une plate-forme efficace qui permet la mise en œuvre d'une stratégie centralisée, ainsi qu'une collaboration et une exécution rapides et efficaces dans le groupe. Elle donne ainsi à l'entreprise les moyens de mettre en place sa stratégie de fournisseur de solutions intégrées et facilite son positionnement vis-à-vis de clients qui partagent la même dimension internationale.

Le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. est composé de dix membres, quatre membres exécutifs et six membres non exécutifs. Quatre de ces membres non exécutifs sont membres des Comités des rémunérations et d'audit. Le groupe est dirigé opérationnellement par les quatre membres exécutifs du Conseil d'administration (le Comité exécutif).

La mise en œuvre des différentes stratégies et des projets du groupe au niveau local relève de la responsabilité des filiales nationales. Les organes dirigeants des sociétés locales gèrent leur organisation en fonction des dispositions statutaires en vigueur, de leurs statuts et des règles de procédure dans le respect des principes de gouvernance d'entreprise applicables au groupe Sartorius Stedim Biotech à l'échelle mondiale. Vous trouverez plus d'informations sur le Conseil d'administration dans la partie « Gouvernance d'entreprise ».

Changements dans le portefeuille du groupe

En juillet 2016, Sartorius Stedim Biotech a acquis kSep Holdings, Inc., une jeune entreprise de technologie américaine basée à Morrisville, en Caroline du Nord. kSep développe et commercialise des centrifugeuses à usage unique entièrement automatisées utilisées pour la fabrication de produits biopharmaceutiques. Cette acquisition vient ainsi compléter le portefeuille de produits de Sartorius Stedim Biotech. En 2015, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 5 millions de dollars US. Elle a été consolidée pour la première fois fin juillet 2016, au terme de l'acquisition.

Contrôle financier et indicateurs clés de performance

Le groupe Sartorius Stedim Biotech est géré par un certain nombre d'indicateurs clés de performance, décisifs notamment pour établir la part de rémunération variable des membres du Comité exécutif et des dirigeants.

Le principal paramètre de gestion utilisé par Sartorius Stedim Biotech pour évaluer le développement de la taille du groupe est la croissance à taux de change constant de son chiffre d'affaires.

L'indicateur clé de la rentabilité est l'EBITDA corrigé des éléments non-récurrents, en d'autres termes l'EBITDA courant, et sa marge correspondante. Pour la définition de ce terme et plus d'informations sur sa présentation, voir le glossaire et la page 215.

Concernant la capacité d'endettement du groupe Sartorius Stedim Biotech, un nouvel indicateur clé est le ratio d'endettement net rapporté à l'EBITDA courant pour les douze derniers mois.

De plus, le ratio d'investissement, à savoir les dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires, constitue un paramètre de contrôle essentiel.

Les indicateurs financiers et non financiers suivants font également l'objet d'une information régulière :

- Prise de commandes
- Résultat net courant | résultat net courant par action
- Résultat net | résultat net par action
- Ratio de fonds propres
- Besoin en fonds de roulement
- Flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle
- Effectifs

Les objectifs annuels du groupe publiés en début d'exercice se rapportent en général à l'évolution du chiffre d'affaires et à la marge d'EBITDA courant. Le ratio d'investissement anticipé ainsi qu'une estimation du ratio endettement net rapporté à l'EBITDA courant sont également communiqués par le groupe.

Stratégie et objectifs

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services destinés à la fabrication biologique de médicaments et vaccins sûrs et efficaces.

Dans le cadre de notre stratégie de « Total solutions provider » (fournisseur de solutions de bout en bout), nous avons créé un portefeuille de produits et de technologies étendu à l'intention de nos clients biopharmaceutiques, qui repose tant sur nos propres développements que sur nos acquisitions. Ce portefeuille couvre pratiquement toutes les étapes de leurs procédés de fabrication et inclut, entre autres, des milieux de culture cellulaire, des lignées cellulaires, des bioréacteurs, une large gamme de produits destinés à la séparation, la purification et la concentration, ainsi que des solutions pour le stockage et le transport de produits biologiques intermédiaires et finaux.

Sartorius Stedim Biotech réalise environ les trois quarts de son chiffre d'affaires à partir de produits à usage unique. En raison de leurs atouts en termes de coûts et de leur plus grande souplesse par rapport aux

technologies réutilisables, l'industrie pharmaceutique a de plus en plus recours à ces produits à usage unique. Sartorius Stedim Biotech possède le portefeuille de technologies à usage unique le plus étendu de tout le secteur.

Grâce à notre force de vente spécialisée présente à l'échelle mondiale, nous nous adressons à un marché attractif, au taux de croissance supérieur à la moyenne. Comme les procédés de fabrication de nos clients sont validés par les autorités sanitaires nationales respectives, la qualité des produits et la garantie d'approvisionnement sont essentielles. Nous considérons nos positions prédominantes sur le marché mondial comme des tremplins efficaces pour stimuler une croissance dynamique et rentable à l'avenir. En parallèle de la réalisation de son potentiel de croissance interne, Sartorius Stedim Biotech prévoit également de poursuivre le développement du portefeuille de la division par le biais d'acquisitions et d'alliances complémentaires.

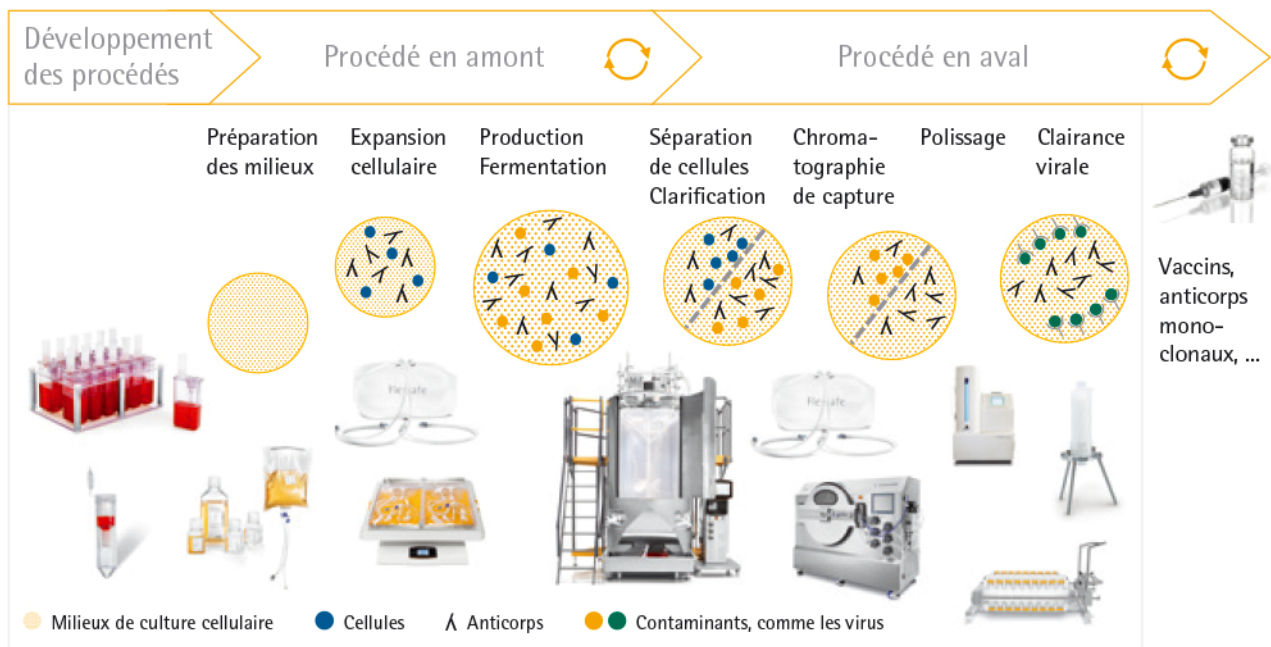


Diagramme simplifié

La stratégie de Sartorius Stedim Biotech à 2020

En 2011, le groupe a défini sa stratégie et ses objectifs à long terme pour atteindre une croissance rentable d'ici à 2020. Début 2016, à mi-parcours de cette échéance, ces objectifs à horizon 2020 ont été revus et actualisés.

L'objectif de chiffre d'affaires de la société a ainsi augmenté légèrement, d'environ 1,5 milliard d'euros à environ 1,5-1,6 milliard d'euros d'ici 2020. La croissance devrait principalement être générée par le portefeuille existant du groupe, c'est-à-dire via la croissance organique, et complétée par les acquisitions. Au regard de sa rentabilité, Sartorius Stedim Biotech a rehaussé son objectif de marge rapporté à l'EBITDA courant d'environ 28 % à près de 29-30 % en 2020. De tels chiffres supposeraient que la rentabilité de toute acquisition future soit comparable à celle des activités existantes et qu'aucun changement significatif n'affecte les principaux taux de change.

Les objectifs du plan à l'horizon 2020 de Sartorius Stedim Biotech sont mis en œuvre par le biais de diverses initiatives de croissance sur les axes prioritaires suivants :

Initiatives de croissance régionales

D'un point de vue géographique, l'Amérique du Nord et certains pays en Asie sont au cœur de la stratégie de croissance de Sartorius Stedim Biotech.

L'Amérique du Nord est le plus grand marché au niveau mondial de fabrication des produits biopharmaceutiques. Comme ce marché est le berceau des principaux concurrents du groupe, historiquement nous y avons occupé une part de marché inférieure à celles en Europe et en Asie. Sartorius Stedim Biotech s'efforce donc de conquérir de nouvelles parts de marché en Amérique du Nord, principalement par le renforcement de ses forces commerciales et de service.

L'Asie est notre deuxième cible de marché au plan géographique, en particulier la Chine, la Corée du Sud et l'Inde. Ces marchés offrent un formidable potentiel en raison de leurs systèmes de soins de santé en plein essor et de la hausse des dépenses des ménages. Par ailleurs, les principales capacités de production de produits biosimilaires sont établies dans ces pays et les sous-traitants renforcent leur présence dans cette zone géographique. Pour participer à ce mouvement de la meilleure façon possible, nous avons déjà considérablement investi dans nos infrastructures de vente au sein de cette région.

Développement du portefeuille de produits

Pour ce qui concerne la poursuite du développement de notre portefeuille de produits, la stratégie 2020 prévoit également des acquisitions en dehors de la conduite de nos propres activités de recherche et développement, ainsi que la conclusion d'alliances. Ces acquisitions seront essentiellement centrées sur l'introduction de technologies et produits complémentaires qui renforcent l'attrait pour le client de notre portefeuille. Nous avons enrichi notre portefeuille avec l'acquisition de six petites et moyennes entités depuis 2011.

Infrastructures

L'efficacité de nos processus métier, la puissance de nos infrastructures informatiques et le développement adéquat de nos capacités de production sont la colonne vertébrale de notre projection de croissance. Sartorius Stedim Biotech utilise de plus en plus de processus métier standardisés et développe très largement les capacités de production des différents sites, notamment pour ses produits filtres et poches. Pour plus des informations se referer au page 28..

Conditions sectorielles

Les clients de Sartorius Stedim Biotech sont principalement issus de l'industrie biopharmaceutique et l'activité du groupe est ainsi particulièrement exposée à l'évolution de cette industrie.

Croissance soutenue des marchés pharmaceutiques mondiaux

Selon un certain nombre d'observateurs de marché, l'industrie pharmaceutique mondiale a une nouvelle fois enregistré une évolution positive en 2016, marquée par une croissance de l'ordre de 4% à 5%. La mise sur le marché de nouveaux médicaments, le meilleur accès aux soins de santé, en particulier au travers du développement des systèmes de santé publique et la croissance ainsi que le vieillissement continue de la population mondiale ont été les principaux moteurs de croissance. Ces facteurs positifs ont été contrebalancés par les mesures d'austérité appliquées à certains systèmes de santé et par l'expiration de brevets.

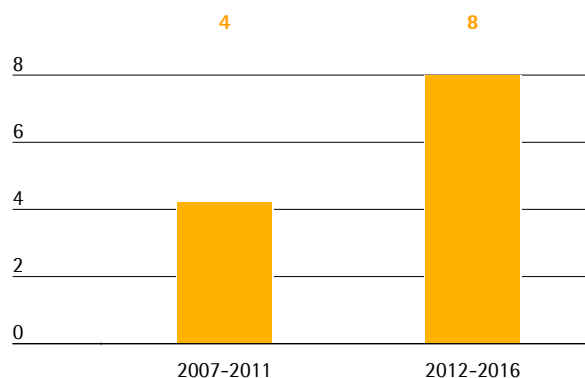
Comme les années précédentes, la dynamique de croissance la plus forte a été enregistrée par les « marchés pharmémergents », au vu d'une avancée favorisée par le développement de la couverture maladie universelle et la hausse des dépenses privées. Les États-Unis, premier marché pharmaceutique mondial, ont connu une croissance significative sous l'effet comparé des nombreuses autorisations octroyées pour de nouveaux médicaments ces dernières années. De façon contrastée, la croissance du marché pharmaceutique européen est restée impactée par les mesures d'austérité appliquées à certains systèmes de santé.

Croissance supérieure à la moyenne dans le secteur de la biotechnologie

Les médicaments produits par procédés biotechnologiques occupent une place considérable sur le marché pharmaceutique depuis de nombreuses années maintenant et ont connu une progression particulièrement soutenue en 2015, poursuivie sur l'ensemble de 2016. Cette croissance historique s'explique tout particulièrement par la mise sur le marché de nombreux produits biopharmaceutiques et par la pénétration croissante des médicaments existants, en partie grâce à l'extension des nouvelles prescriptions.

La productivité soutenue de la R&D dans le secteur de la biotechnologie a contribué à une hausse sensible du nombre de nouvelles autorisations de mises sur le marché de produits biopharmaceutiques ces dernières années. À titre d'exemple, le nombre de nouvelles autorisations aux États-Unis a presque doublé au cours des cinq dernières années par comparaison à la période précédente. Dans l'ensemble, la part occupée dans le chiffre d'affaires du marché pharmaceutique mondial par les médicaments produits par procédés biotechnologiques a ainsi progressé pour passer d'environ 20% en 2012 à quelque 25% au cours de l'exercice considéré.

Nombre moyen de nouvelles approbations des médicaments biotechnologiques aux États-Unis par année



Les biosimilaires, copies biologiques des médicaments originaux, n'ont pour le moment joué qu'un rôle mineur dans la croissance du marché biotechnologique. Pourtant, même s'il est peu développé par rapport aux marchés des biosimilaires en Europe et en Asie, le marché américain a enregistré une avancée significative dans le domaine au cours de l'exercice considéré : en 2016, trois biosimilaires ont été soumis à l'autorisation de la FDA, l'autorité de santé américaine, après la première autorisation de mise sur le marché en 2015 sur la base d'une procédure de validation accélérée.

Poursuite de l'importance croissante des systèmes à usage unique dans la fabrication de produits biopharmaceutiques

Les méthodes de production biotechnologique sont bien plus complexes et coûteuses que les méthodes traditionnelles de production de médicaments. Aussi, les fabricants et sous-traitants mettent tout en œuvre pour développer des technologies de fabrication plus efficaces. Les produits à usage unique jouent un rôle prépondérant dans ce contexte car ils nécessitent beaucoup moins de dépenses d'investissement, réduisent les coûts associés aux processus de nettoyage et de validation et diminuent les temps d'arrêt entre deux cycles de production. Les produits à usage unique offrent aussi davantage de flexibilité dans la production et favorisent une mise sur le marché plus rapide. Grâce principalement à leur rapport coût/efficacité, les produits à usage unique sont aujourd'hui bien établis dans un grand nombre d'étapes des processus de fabrication des médicaments.

Croissance modérée du marché mondial des produits de laboratoire

Le marché mondial des produits de laboratoire a enregistré une progression d'environ 2,5 % au cours de l'exercice considéré selon une étude de « Frost & Sullivan ». Face à la croissance économique modérée et à l'incertitude qui entoure le référendum sur le Brexit, la croissance en Europe est ressortie à 1,5 % uniquement. Les États-Unis, premier marché mondial des produits de laboratoire, ont connu une hausse de 2,7 %. L'activité du secteur de la recherche publique n'a été que légèrement supérieure aux niveaux de 2015 mais la demande de produits de laboratoire de la part de l'industrie biopharmaceutique a été très soutenue. Les pays asiatiques affichent une nouvelle fois une croissance marquée, notamment la Chine et l'Inde, où le marché des produits de laboratoire a profité d'une progression supérieure à la moyenne, de 7,8 % pour la Chine et 8,8 % pour l'Inde.

Concurrence

Les principaux facteurs qui permettent à des entreprises de se différencier de la concurrence sur le marché des biotechnologies sont la force d'innovation, ainsi que la qualité et la performance de leurs produits. Le secteur de la biotechnologie cherche constamment à découvrir de nouveaux champs d'application et attend de ses fournisseurs un degré équivalent de réactivité et de créativité pour la mise au point de nouveaux équipements destinés à la fabrication de produits biotechnologiques. Les nouveaux fournisseurs en particulier cherchent à exploiter les opportunités propres à ce secteur pour introduire le marché avec des produits de niche soigneusement ciblés. Les fournisseurs déjà implantés, quant à eux, misent sur le développement continu de leur portefeuille de produits.

Nous réalisons environ 90 % de notre chiffre d'affaires sur des processus validés. Le remplacement de nos produits par des produits concurrents sur ce type de processus, une fois la phase de production lancée, est très onéreux, ce qui nous confère une part significative d'activité récurrente d'une année sur l'autre. La grande force du groupe Sartorius Stedim Biotech est l'exploitation de ses processus de solutions intégrées : de la recherche et développement de substances en laboratoire à la fabrication du produit fini. Nous proposons le plus large portefeuille de produits de notre secteur d'activité. Notre positionnement stratégique sur les produits à usage unique est un atout concurrentiel supplémentaire. Le groupe Sartorius Stedim Biotech est l'un des leaders du marché mondial dans les domaines de la filtration, de la fermentation, de la gestion des fluides et de la chromatographie sur membrane.

La plupart de nos concurrents sont des multinationales basées aux États-Unis. Merck KGaA, Danaher Corp., General Electric Company et Thermo Fisher Scientific Inc. sont parmi nos principaux concurrents dans le domaine des processus ; Thermo Fisher et Merck KGaA dans le domaine du laboratoire ; et de plus petites entreprises le sont également sur des segments précis de marché.

Sources : IMS : IMS Health Market Prognosis, mars 2016 ; Global Medicines in Use in 2020, novembre 2015 ; Evaluate Pharma : World Preview 2016, Outlook to 2022, septembre 2016 ; Frost & Sullivan : rapport annuel 2016 : Forecast and Analysis of the Global Market for Laboratory Products, octobre 2016 ; www.fda.gov ; FDA-Approves-Third-Biosimilar-in-US-First-for-Amgens-Blockbuster-Enbrel, www.raps.org.

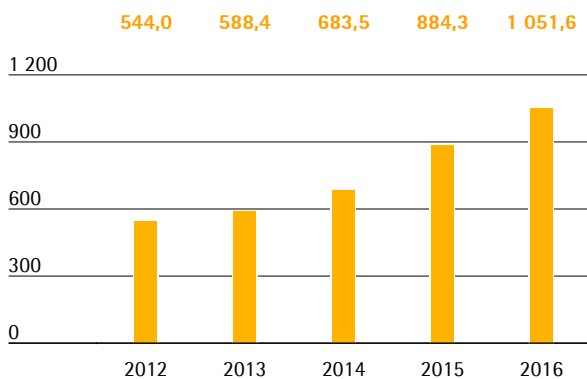
Évolution des activités du groupe

Chiffre d'affaires

Au cours de l'exercice 2016, Sartorius Stedim Biotech a à nouveau témoigné d'une croissance particulièrement robuste, avec une hausse de 20,4% de son chiffre d'affaires, à 1 051,6 millions d'euros. La société a ainsi atteint la tranche supérieure de ses prévisions pour l'exercice entier qui s'étaient vu relevées vers le milieu de l'année en partie à la faveur de quelques commandes d'équipements plus importantes (projections initiales : entre 12% et 16% environ à taux de change constant). Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres sur l'ensemble du portefeuille au sein d'un marché toujours dynamique. L'expansion commerciale a principalement été alimentée par une croissance organique de l'ordre de 19% tandis que les acquisitions ont contribué pour environ 2 points.

Chiffre d'affaires 2012 à 2016

en millions €



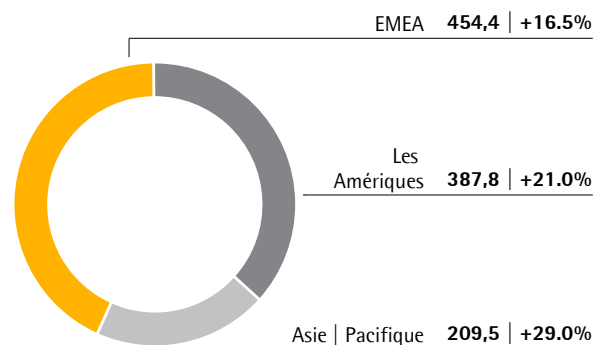
Chiffre d'affaires et prises de commandes

en millions €	2016	2015	Δ en % déclaré	Δ en % à taux de change constant
Chiffre d'affaires	1 051,6	884,3	18,9	20,4
Prises de commandes	1 080,8	946,4	14,2	15,6

Toutes les régions ont signé des taux de croissance à deux chiffres et ainsi contribué à l'expansion du chiffre d'affaires du groupe. La zone EMEA, la région qui a généré le chiffre d'affaires le plus élevé - représentant près de 43% du chiffre d'affaires de la société - a enregistré une hausse de ses ventes de 16,5%, pour s'établir à 454,4 millions d'euros. Les Amériques, qui représentent environ 37% du chiffre d'affaires, ont gagné de nouvelles parts de marché sur notre portefeuille de produits à usage unique selon nos estimations, avec une augmentation globale du chiffre d'affaires de 21,0%, à 387,8 millions d'euros. L'Asie | Pacifique, région qui représente environ 20% du chiffre d'affaires, a également témoigné d'une croissance très dynamique. Partiellement porté par une forte demande d'équipements, le chiffre d'affaires de cette région a significativement progressé de 29,0%, à 209,5 millions d'euros. (Toutes les variations par zone géographique sont à taux de change constant)

Chiffre d'affaires et variation¹⁾ par zones géographiques²⁾

en millions € sauf indications particulières



¹⁾ A taux de change constant

²⁾ Selon la localisation des clients

Évolution des charges et produits

Au cours de l'exercice considéré, le coût des ventes s'est établi à 524,8 millions d'euros et a donc augmenté de manière légèrement plus que proportionnelle de 21,3 % en comparaison du chiffre d'affaires. Ceci était principalement dû aux effets du mix des produits et aux amortissements plus importants en raison des investissements dans l'augmentation des capacités. Le ratio du coût des ventes s'est établi à 49,9 % contre 48,9 % au cours de l'exercice précédent.

Les coûts de vente et de distribution ont augmenté à un rythme moins rapide que le chiffre d'affaires avec une hausse de 11,6 %, à 186,6 millions d'euros. En conséquence, le ratio des coûts de vente et de distribution par rapport au chiffre d'affaires est tombé à 17,7 % contre 18,9 % pour l'exercice précédent.

Les coûts de recherche et développement ont enregistré une augmentation de 14,5 % à 47,5 millions d'euros au cours de l'exercice considéré, soit 4,5 % du chiffre d'affaires par rapport à 4,7 % pour l'exercice précédent.

Le poste « Frais généraux » a connu une hausse de 15,5 % à 56,5 millions d'euros, qui peut être imputée principalement au développement de certaines fonctions spécifiques, comme l'informatique dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie à moyen terme. Les frais généraux ont représenté 5,4 % du chiffre d'affaires par rapport à 5,5 % pour l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2016, le solde des autres produits et charges s'est élevé à -10,3 millions d'euros contre -9,6 millions d'euros au titre de l'exercice précédent. Ce montant inclut des éléments non récurrents, qui se sont élevés à -18,1 millions d'euros (contre -7,4 millions d'euros pour l'exercice précédent). Ces éléments étaient, entre autres, liés à différents projets et dépenses de l'entreprise en lien avec nos récentes acquisitions.

L'EBIT du groupe a augmenté de façon plus que proportionnelle par rapport au chiffre d'affaires, en hausse de 22,4 % à 225,9 millions d'euros. Sa marge d'EBIT s'est établie à 21,5 % (2015 : 20,9 %).

Le résultat financier a légèrement progressé à -12,9 millions d'euros en 2016, contre -14,9 millions en 2015. Cette hausse est principalement attribuable aux effets de valorisation moins négatifs des opérations de couverture.

Les impôts sur les bénéfices ont atteint un total de 57,1 millions d'euros (2015 : 50,2 millions d'euros). Le taux d'imposition de la société s'est établi à 26,8 % par rapport à 29,6 % au cours de l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice considéré, le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'est élevé à 153,7 millions d'euros par rapport à 118,0 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Compte de résultats

en millions €	2016	2015	Δ en %
Chiffre d'affaires	1051,6	884,3	18,9
Coût des ventes	- 524,8	- 432,5	- 21,3
Marge brute	526,8	451,8	16,6
Frais commerciaux et de distribution	- 186,6	- 167,2	- 11,6
Frais de recherche et développement	- 47,5	- 41,5	- 14,5
Frais généraux	- 56,5	- 48,9	- 15,5
Autres produits et charges opérationnels	- 10,3	- 9,6	- 7,0
Résultat opérationnel (EBIT)	225,9	184,5	22,4
Produits financiers	1,9	2,9	- 34,0
Charges financières	- 14,8	- 17,7	16,3
Résultat financier	- 12,9	- 14,9	12,9
Résultat avant impôts	213,0	169,7	25,5
Charge d'impôts	- 57,1	- 50,2	- 13,8
Résultat net	155,9	119,5	30,4
Attribuable à :			
Part SSB S.A.	153,7	118,0	30,2
Participations ne donnant pas le contrôle	2,2	1,5	47,1

Résultat

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Pour donner une meilleure image de la rentabilité récurrente du groupe, à même de soutenir également la comparaison sur le plan international, nous présentons un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant). Pour plus d'informations sur les définitions, se reporter au glossaire en page 215. Le rapprochement entre les indicateurs courant et l'indicateur clé EBITDA (voir glossaire) est précisé ci-dessous :

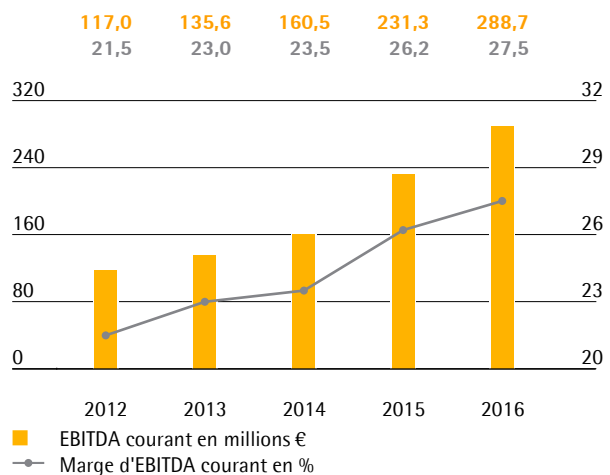
Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA

en millions €	2016	2015
EBIT (Résultat opérationnel)	225,9	184,5
Éléments non récurrents	18,1	7,4
Dépréciations et amortissements	44,7	39,4
EBITDA courant	288,7	231,3

Au cours de l'exercice considéré, l'EBITDA courant de Sartorius Stedim Biotech a progressé de façon plus que proportionnelle par rapport à son chiffre d'affaires, avec un gain de 24,8%, à 288,7 millions d'euros. Cette augmentation a principalement été soutenue par des économies d'échelle liées aux ventes. La marge d'EBITDA correspondante en hausse de 26,2% à 27,5% a atteint nos prévisions qui avaient été relevées vers le milieu de l'année (projections initiales : environ +1% par rapport à 2016, à taux de change constant).

EBITDA courant et marge¹⁾

in €

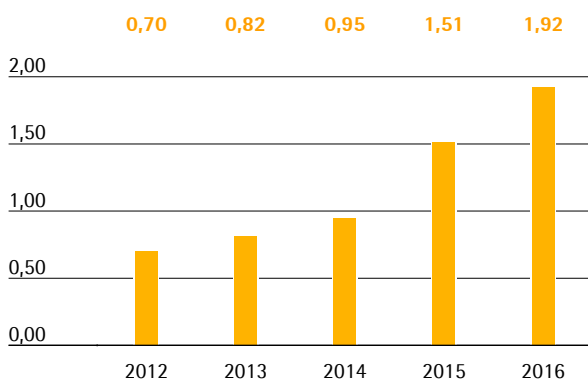


¹⁾ Corrigé des éléments non récurrents

Le résultat net courant, hors participations ne donnant pas le contrôle du groupe, a fortement augmenté, passant de 139,3 millions d'euros l'année dernière à 176,6 millions d'euros pour l'exercice 2016. Ce chiffre constitue la base de calcul du résultat à attribuer et est calculé après retraitement des éléments non récurrents et élimination des amortissements sans effets sur la trésorerie de 14,3 millions d'euros (12,9 millions d'euros en 2015). Il est basé sur le résultat financier normalisé (cf. glossaire) et sur les charges d'impôts correspondantes pour chacun de ces éléments. Le résultat net courant par action a progressé de 26,9%, passant de 1,51 euro un an auparavant à 1,92 euro. Ce montant d'il y a un an a été corrigé pour tenir compte de la division de l'action, qui est entrée en vigueur le 10 mai 2016.

Résultat net courant par action¹⁾²⁾

en €



1) Corrigé des éléments non récurrents

2) Les exercices 2012 à 2015, ajusté suite à la division de l'action ; valeurs arrondies

en millions €	2016	2015
EBIT (Résultat opérationnel)	225,9	184,5
Éléments non récurrents	18,1	7,4
Amortissement IFRS 3	14,3	12,9
Résultat financier normalisé¹⁾	- 6,5	- 6,3
Charge d'impôt normalisé (2016 : 29 %, 2015 : 29 %) ²⁾	- 73,0	- 57,5
Résultat net courant	178,8	140,8
Participations ne donnant pas le contrôle	- 2,2	- 1,5
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle	176,6	139,3
Résultat net courant par action (en €)	1,92	1,51

1) Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises

2) Charges courantes d'impôt basées sur le résultat courant avant taxes et dépréciation des éléments non monétaires

Voir le glossaire pour la définition des agrégats mentionnés ci-dessus.

Recherche et développement

Les activités de recherche et développement (R&D) de Sartorius Stedim Biotech couvrent à la fois le développement en interne de produits nouveaux et améliorés de nos propres technologies de base et l'intégration de nouveaux produits par le biais d'alliances. Notre objectif est d'aider nos clients à optimiser leurs processus en continu et à accroître constamment leur efficacité.

En interne, les actions de la R&D du groupe Sartorius Stedim Biotech se concentrent sur les domaines technologiques suivants : les membranes qui sont la base de tous types de produits filtrants ; différentes technologies comme les poches à usage unique et les capteurs ; et les technologies de contrôle, par exemple pour la fermentation. Nous tendons de plus en plus vers une approche consistant à lier nos technologies uniques pour développer de nouveaux produits et solutions. Grâce à notre vaste portefeuille de produits, nous avons une expertise approfondie dans le développement d'applications de bioprocédés.

Au cours de l'exercice considéré, les activités de R&D ont été notamment concentrées sur le développement d'une nouvelle plateforme logicielle destinée au contrôle de chaque étape du procédé. Elle permet la création de données cohérentes en temps réel pour un suivi optimisé et un contrôle des procédés en amont et en aval, de l'échelle du laboratoire jusqu'à la production commerciale.

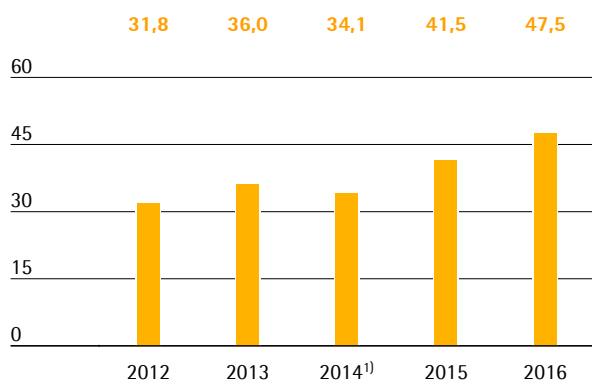
Dans le domaine de la fermentation à usage unique, nous avons travaillé sur une nouvelle génération de produit de notre famille de bioréacteurs modulaires STR. Il permet la fermentation de volumes compris entre 12,5 et 2 000 litres et offre à nos poches innovantes Flexsafe et à nos capteurs améliorés un design convivial.

D'un point de vue géographique, le principal site de R&D est à Goettingen, en Allemagne. Nous développons d'autres activités fondamentales en R&D à Aubagne, Guxhagen, Bangalore et Royston.

Au cours de l'exercice considéré, le groupe Sartorius Stedim Biotech a intensifié ses activités de R&D et les dépenses de ce secteur ont augmenté de 14,5% pour atteindre 47,5 millions d'euros (contre 41,5 millions d'euros l'exercice précédent). En raison de la forte croissance du chiffre d'affaires, le ratio dépenses de R&D | chiffre d'affaires a légèrement baissé à 4,5%, contre 4,7% l'exercice précédent.

Frais de recherche et développement

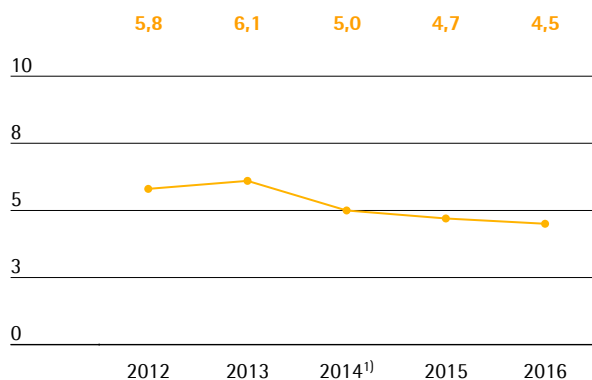
en millions €



¹⁾ retraité; pour de plus amples informations, veuillez vous référer au chapitre des états financiers consolidés et notes annexes à la page 121

Frais de recherche et développement

en % du chiffre d'affaires



¹⁾ retraité; pour de plus amples informations, veuillez vous référer au chapitre des états financiers consolidés et notes annexes à la page 121

Selon les normes IFRS, certains coûts de développement doivent être capitalisés au bilan, puis amortis sur les années suivantes. Au cours de l'exercice considéré, ces investissements de développement se sont élevés à 14,6 millions d'euros, contre 8,2 millions d'euros l'exercice précédent. Ils représentent une part de 23,5% (2015 : 16,4%) du total des dépenses de R&D du groupe. La dépréciation relative aux coûts de développement capitalisés s'est élevée à 5,3 millions d'euros au cours de l'exercice considéré (2015 : 5,2 millions d'euros). Ces coûts sont repris dans le coût des ventes.

Pour préserver notre savoir-faire, nous poursuivons une politique de protection ciblée de nos droits sur la propriété, aussi bien intellectuelle qu'industrielle. Nous contrôlons systématiquement le respect de ces droits et vérifions la nécessité de leur maintien d'un point de vue du rapport coût | bénéfices.

Le nombre de demandes de protection des droits de propriété intellectuelle a été de 107 en 2016, contre 95 en 2015. Suite aux demandes déposées les années précédentes, 188 brevets et marques nous ont été accordés (2015 : 183). À la date de clôture de l'exercice, nous avons dans notre portefeuille un total de 1 901 brevets et marques (2015 : 1 959).

	2016	2015
Nombre de brevets et de marques déposés	107	95
Nombre de brevets et de marques enregistrés	188	183

Dépenses d'investissement

Le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré une hausse considérable de ses dépenses d'investissement, de 54,5 millions d'euros en 2015 à 80,2 millions d'euros au cours de l'exercice considéré. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaire s'élève à 7,6 % (2015 : 6,2 %), dans la lignée de l'annonce en cours d'exercice d'une augmentation, initiée plus tôt, de nos capacités de production dans une mesure plus large qu'initialement prévu (estimation initiale : entre 6 % et 8 %).

La société s'est appuyée sur la solidité de sa croissance organique pour réaliser des investissements soutenus dans ses capacités de production au cours de l'exercice considéré. Nous avons notamment élargi la production de filtres sur notre site de Goettingen et avons commencé plus tôt que prévu à accroître nos capacités de fabrication de filtres et de poches sur notre site de Yauco. En outre, une nouvelle unité de production a été mise en exploitation à Stonehouse au cours de la période.

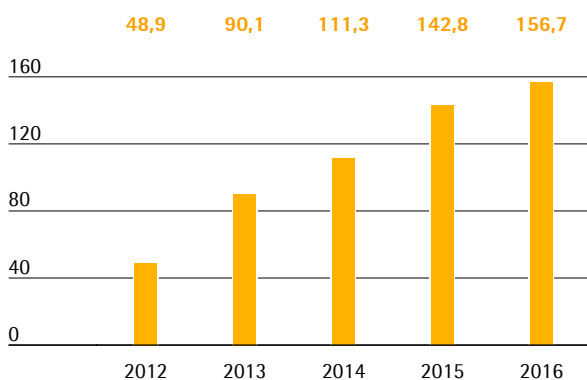
Patrimoine et situation financière

Flux de trésorerie

Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle du groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté, passant de 142,8 millions d'euros à 156,7 millions d'euros pour l'exercice considéré. Ce gain de 9,7% est essentiellement attribuable à la hausse des résultats. L'augmentation principalement liée à la croissance du besoin en fonds de roulement net ainsi que la hausse des impôts ont eu un effet opposé sur l'exercice 2016.

Trésorerie nette de l'activité opérationnelle

en millions €



Les flux nets de trésorerie générés liés aux opérations d'investissement ont enregistré une hausse de 52,0% à 79,7 millions d'euros. Au cours de l'exercice considéré, Sartorius Stedim Biotech a commencé à augmenter ses capacités de production plus tôt et dans une mesure supérieure à celle initialement prévue. Nous avons donc commencé à sensiblement étendre nos capacités de production en matière de poches et de filtres à usage unique dans notre usine de Yauco. Nous avons en outre étendu notre production de membranes sur notre site de Goettingen.

Les flux de trésorerie de 23,0 millions d'euros liés aux acquisitions réalisées au cours de l'exercice considéré sont attribuables à l'acquisition de kSep Systems. Le montant de l'année précédente (- 53,9 millions d'euros) reflétait les acquisitions de BioOutsource et Cellca.

Dans l'ensemble, les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement et aux acquisitions s'élevaient donc à 102,7 millions d'euros contre 106,3 millions d'euros en 2015. Le groupe a donc une nouvelle fois financé l'ensemble de ses investissements et acquisitions à partir de ses flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle.

Le flux net de trésorerie provenant des opérations de financement s'élève à -50,1 millions d'euros et s'explique en grande partie par le paiement des dividendes au titre de l'exercice 2015 effectué en 2016 qui totalise 31,5 millions d'euros ainsi qu'au remboursement de la dette.

Tableau de flux de trésorerie Synthèse

en millions €	2016	2015
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	156,7	142,8
Flux net de trésorerie généré par les opérations d'investissement	- 102,7	- 106,3
Trésorerie provenant des opérations de financement	- 50,1	- 27,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	34,8	31,8
Endettement brut	102,3	118,3
Endettement net	67,6	86,4

Bilan consolidé

Le bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré une hausse de 129,7 millions d'euros entre le 31 décembre 2015 et la date de clôture au 31 décembre 2016. Il s'établit désormais à 1 195,8 millions d'euros.

Le groupe a enregistré une hausse des actifs non courants qui sont passés de 715,3 millions d'euros en 2015 à 764,1 millions d'euros en 2016, principalement sous l'effet des investissements dans nos capacités de production.

Les actifs courants se sont élevés à 431,7 millions d'euros, contre 350,8 millions d'euros enregistrés l'année précédente. Cette hausse a essentiellement été alimentée par la consolidation du besoin en fonds de roulement mentionnée précédemment.

Chiffres clés du besoin en fonds de roulement
 en nombre de jours

		2016	2015
Rotation des stocks			
Stocks			
Chiffre d'affaires	x 360	58	60
Rotation des créances clients			
Créances clients			
Chiffre d'affaires	x 360	63	58
Rotation des dettes fournisseurs			
Dettes fournisseurs			
Chiffre d'affaires	x 360	37	41
Rotation de l'actif économique			
Besoin en fonds de roulement net ¹⁾			
Chiffre d'affaires	x 360	84	77

¹⁾ Somme des stocks et des créances clients moins les dettes fournisseurs

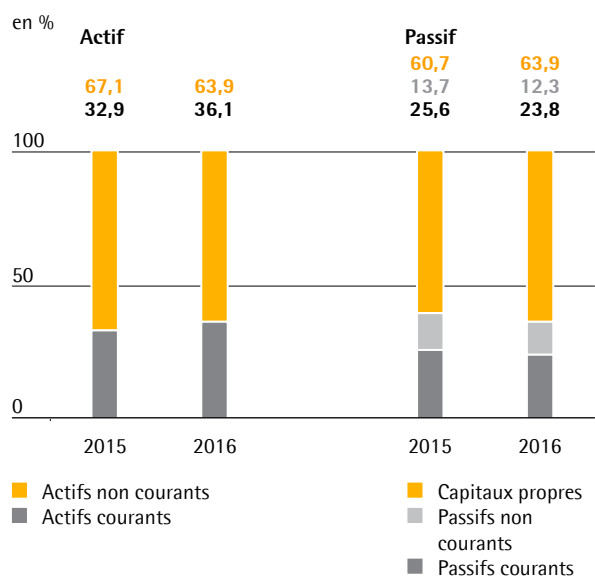
Soutenus par les solides résultats enregistrés, les capitaux propres de Sartorius Stedim Biotech sont passés de 647,2 millions d'euros en 2015 à 763,6 millions d'euros en 2016, avec un ratio capitaux propres|total bilan du groupe en forte hausse à 63,9% (31 décembre 2015 : 60,7%).

Les passifs courants et non courants ont enregistré une légère hausse de 13,4 millions d'euros et atteignent 432,3 millions d'euros.

Globalement, l'endettement brut s'est établi à 102,3 millions d'euros au 31 décembre 2016 contre 118,3 millions d'euros au 31 décembre 2015. L'endettement net à la date de clôture s'est établi à 67,6 millions d'euros contre 86,4 millions d'euros l'année précédente. Ce chiffre exclut le passif lié au prix d'acquisition restant à régler au titre des acquisitions s'élevant à 49,6 millions d'euros en 2016.

Calcul de l'endettement financier net

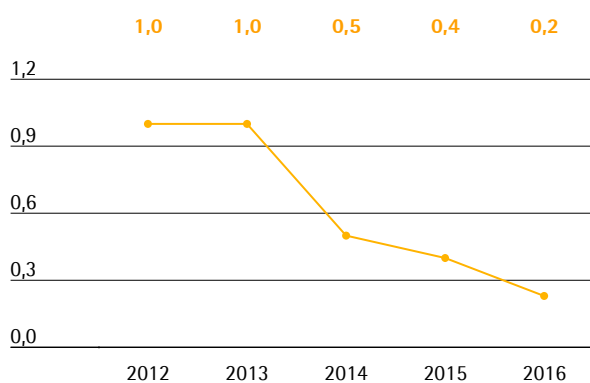
en millions €	2016	2015
Emprunts et autres dettes financières non courants		
Emprunts et autres passifs financiers	9,4	12,6
Dettes de location-financement	16,7	16,9
Dettes de location-financement courantes		
Emprunts et autres passifs financiers	74,7	87,2
Dettes de location-financement	1,6	1,5
Endettement financier brut	102,3	118,3
Trésorerie et équivalents	34,8	31,8
Endettement financier net	67,6	86,4

Structure du bilan


Endettement net | EBITDA courant

Concernant le potentiel de financement de la dette du groupe Sartorius Stedim Biotech, le ratio endettement net | EBITDA courant est l'un des principaux indicateurs de gestion. Ce ratio s'est à nouveau amélioré pour passer de 0,4 à 0,2 au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 conformément à nos attentes.

Ratio endettement net¹⁾ | EBITDA courant



¹⁾ L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ;
2016 : 49,6 millions d'euros, 2015 : 47,5 millions d'euros,
2014 : 42,8 millions d'euros, 2013 : 34,8 millions d'euros,
2012 : 34,2 millions d'euros.

Financement | Trésorerie

Le financement du groupe Sartorius Stedim Biotech repose sur une base à long terme, largement diversifiée, qui couvre à la fois ses besoins de trésorerie à court terme et sa stratégie à long terme.

En décembre 2014, Sartorius AG a conclu une facilité de crédit syndiqué renouvelable de 400 millions d'euros, avec une échéance rallongée au cours de l'exercice considéré courant jusqu'à décembre 2021. Depuis, Sartorius Stedim Biotech utilise une ligne de crédit d'un volume atteignant 300 millions d'euros mise à disposition par Sartorius AG.

Par ailleurs, le groupe a conclu avec Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) une convention de crédit à long terme pour un volume actuel de 12,5 millions d'euros concernant des investissements dans les capacités de production et diverses lignes de crédit bilatérales pour un montant total d'environ 36 millions d'euros.

Le financement ci-dessus mentionné du groupe Sartorius Stedim Biotech repose sur des instruments à taux à la fois fixes et variables. Les facilités de financement à taux variables sont en partie couvertes contre le risque de hausse générale des taux d'intérêt.

Le groupe Sartorius Stedim Biotech développe des activités à l'échelle mondiale et est donc impacté par les fluctuations de change. Pour le groupe, le dollar américain est la devise la plus sensible suivie par le yen japonais, la livre sterling et le franc suisse. Notre réseau de production international avec des sites hors Allemagne et France, notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Suisse et en Inde, nous permet de compenser en grande partie les fluctuations des taux de change (couverture naturelle).

Nous couvrons généralement l'exposition nette restante à hauteur environ des deux tiers par des contrats à terme sur devises à échéance d'un maximum d'un an et demi.

Produits et ventes

Le portefeuille de produits de Sartorius Stedim Biotech couvre la plupart des étapes des procédés de production biopharmaceutique et de plus en plus d'étapes en amont du développement des procédés également. Cela englobe des milieux pour la culture cellulaire, des lignées cellulaires, des bioréacteurs, une vaste gamme de produits destinés à la séparation, la purification et la concentration, ainsi que des systèmes de stockage et de transport des produits intermédiaires et finis. Nous offrons également une large gamme de services afin d'aider nos clients à se conformer aux exigences réglementaires.

Portefeuille toujours en croissance

Au cours de l'exercice considéré, Sartorius Stedim Biotech a lancé de nouveaux produits sur le marché parallèlement au développement de nouvelles générations des lignes de produits existantes.

Citons à titre d'exemple un nouveau filtre spécialement conçu pour lutter contre les virus dans les milieux de culture cellulaire. Il permet la filtration efficace des virus en amont du processus de fermentation, ce qui réduit ainsi le risque de contamination.

En 2016, nous avons également lancé un nouveau système de fermentation pour le développement des procédés. Il permet l'exploitation concomitante allant jusqu'à huit bioréacteurs à usage unique, offre un haut niveau de prévisibilité en ce qui concerne la production ultérieure à grande échelle et augmente donc significativement la productivité du développement des procédés.

En outre, la division a introduit une plate-forme technologique intégrée pour des processus de culture cellulaire en développement. Elle se compose de lignées cellulaires, de milieux de culture cellulaire, de bioréac-

teurs et de services analytiques. Elle combine ces éléments dans une solution globale qui couvre l'ensemble des procédés en amont de nos clients.

Portefeuille de produits à usage unique complété grâce à une acquisition

Grâce à l'acquisition de la start-up américaine kSep Systems, la société a complété son offre de solutions à usage unique par une technologie innovante pour la récolte cellulaire. Les centrifugeuses à usage unique entièrement automatisées kSep permettent la séparation et la concentration des cellules en un laps de temps très court.

Développement des activités de vente

La division Solutions de bioprocédés commercialise son portefeuille de produits en direct grâce à ses représentants commerciaux sur le terrain. Les activités de vente aux grands comptes sont coordonnées et soutenues par une organisation internationale dédiée. Dans le cadre de nos initiatives régionales pour le déploiement de la stratégie à moyen terme, nous avons intensifié nos activités de ventes en Amérique du Nord au cours de l'exercice considéré. Ainsi, nous avons ouvert un nouveau laboratoire de services bioanalytiques à Boston, au sein duquel la sécurité et la qualité des substances biologiques peuvent être testées pour nos clients. Un autre laboratoire en Corée du Sud est actuellement à l'étude. En outre, Sartorius a quasiment parachevé le déploiement de son nouveau système CRM en Europe et en Amérique du Nord et peut ainsi exécuter ses procédés de manière plus efficace encore.

Gestion de la production et de la chaîne logistique

Sartorius Stedim Biotech dispose d'un solide réseau international de production avec des usines en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Les plus grands sites de production sont implantés en Allemagne, en France et à Porto Rico. Sartorius a en outre des activités de fabrication au Royaume-Uni, en Suisse, en Tunisie, en Inde et aux États-Unis.

Chacun de nos sites de production représente essentiellement un pôle de compétences pour des technologies spécifiques. L'usine du groupe implantée à Goettingen, par exemple, est principalement dédiée à la production de membranes filtrantes. Les sites d'Aubagne et de M'Hamdia fabriquent essentiellement des poches à usage unique. Notre usine de Yauco fournit à la fois les membranes filtrantes et les poches à usage unique principalement destinées au marché américain. Le site de Guxhagen est spécialisé dans les bioréacteurs et d'autres systèmes pour les applications de bioprocédés. Il collabore étroitement avec le site de Bangalore, en grande partie dédié à la production de composants en acier inoxydable pour ces systèmes.

Expansion des capacités de production

Dans le contexte de la croissance dynamique du secteur des bioprocédés, Sartorius Stedim Biotech a augmenté et accéléré l'expansion de ses capacités de production par rapport à ses plans initiaux. Nous avons donc commencé à travailler sur une importante expansion de nos capacités de production en matière de poches et de filtres à usage unique dans notre usine de Yauco. Nous avons en outre étendu notre production de membranes sur le site de Goettingen.

Rapport sur le développement durable

Le développement durable est l'une des valeurs fondamentales de la culture d'entreprise de Sartorius Stedim Biotech. Depuis la création de l'entreprise, le développement durable a toujours constitué un objectif essentiel.

Notre responsabilité première est de proposer à nos clients des produits et solutions attractifs. Nous misons sur l'innovation tout comme sur l'excellence stratégique et opérationnelle pour atteindre cet objectif. Nos collaborateurs, riches de leurs idées, de leur expertise et de leur passion, participent également au succès de Sartorius Stedim Biotech.

Nos produits contribuent dans différents domaines à l'amélioration de la société. Ils sont par exemple utilisés dans l'industrie biopharmaceutique pour assurer la fabrication sûre et efficace de médicaments de qualité. Adopter une approche durable en la matière est pour nous synonyme d'une vue élargie à long terme de notre activité, qui intègre des considérations sociales et écologiques et préserve les droits et intérêts de nos parties prenantes.

Forts de cette approche, nous estimons essentiel de respecter les normes juridiques et éthiques, de fabriquer des produits en tenant compte de nos responsabilités environnementales et de toujours avoir à l'esprit les impacts environnementaux quand il s'agit d'innovation. De même, notre politique en matière de ressources humaines vise à respecter les droits et intérêts du personnel mais aussi à utiliser au mieux et à développer le potentiel de chacun. Sur l'ensemble des sites du groupe à travers le monde, nous participons activement, tant à titre d'employeur que de client, au développement de l'environnement local.

Sartorius Stedim Biotech a placé le développement durable sous la responsabilité du président-directeur général, signe de l'importance primordiale que la société accorde à ce sujet.

Nos indicateurs de données sociales concernent la santé, la sécurité, l'environnement et les matières premières. Ils ont été définis pour couvrir la plupart des impacts des activités du groupe. Depuis 2012, Sartorius Stedim Biotech présente des informations et outils de mesure sociaux, environnementaux et sociétaux conformément à la loi Grenelle II sur l'environnement. En interne, ces données servent à la définition, à l'examen et au suivi des objectifs environnementaux et sociaux. Lien vers la table de concordance et le rapport d'un des commissaires aux comptes.

Note méthodologique

Le rapport sur le développement durable est publié chaque année dans le cadre du Document de Référence du groupe. La période considérée est l'exercice annuel. Sauf information contraire, les indicateurs sociaux et ceux concernant la santé et la sécurité communiqués ci-dessous sont communs à l'ensemble du groupe. Seule la dernière acquisition de kSep, qui compte 5 collaborateurs, est exclue ; les effectifs de cette acquisition sont uniquement repris dans l'indicateur « effectif total » et dans les sous-indicateurs « effectifs par zone géographique » et « effectifs par fonction ». Les indicateurs environnementaux se rapportent à tous les sites de production de Sartorius Stedim Biotech situés à Aubagne, Bangalore, Glasgow, Goettingen, Guxhagen, Laupheim, Lourdes, Mohamdia, New Oxford, Royston, Stonehouse, Tagelswangen et Yauco. Ils représentent 83,6% de l'effectif total du groupe.

La plupart des données sont collectées à partir des logiciels SAP pour les informations à caractère social et EMC pour les données environnementales. Dans certains cas, nos sites locaux transmettent leurs données en utilisant d'autres logiciels. L'essentiel des données requises sont communiquées mensuellement ou trimestriellement, suivies et consolidées par les départements des ressources humaines et de la gestion des installations sur le principal site du groupe à Goettingen. Sartorius Stedim Biotech a mis en place un processus d'amélioration continue de l'enregistrement, de la communication et du contrôle des données environnementales et sociales à l'échelle du groupe.



La gestion d'entreprise pérenne

Nos activités se basent sur nos valeurs d'entreprise : la persévérance, l'ouverture d'esprit et la joie. Ces valeurs régissent nos relations de travail dans l'entreprise, de même que nos interactions avec nos clients, investisseurs et la société au sens large. De plus, ces valeurs nous servent de guide pour la définition de nos stratégies et leur mise en œuvre.

Un dialogue ouvert avec nos parties prenantes

En tant qu'entreprise éthique et responsable, Sartorius Stedim Biotech entretient un dialogue ouvert et constructif avec ses différents groupes partenaires. Parmi les thèmes de ce dialogue figurent également des questions de développement durable dont l'intérêt pour nos parties prenantes s'affirme aujourd'hui comme demain. Nous considérons nos clients, nos collaborateurs, nos investisseurs et la société comme les principales parties prenantes de notre développement durable. Par ailleurs, nos fournisseurs et partenaires commerciaux ont également un intérêt dans le développement durable et fructueux de notre société. Nous exploitons les opportunités des relations étroites établies avec nos groupes partenaires, dont certaines existent de longue date, pour aborder les standards applicables à une gestion pérenne de l'entreprise.

Nos clients

Notre objectif est d'offrir à nos clients des produits et services attractifs. La commercialisation directe de notre portefeuille par notre propre force de vente sur le terrain nous permet d'être en contact étroit avec nos clients. Nous sommes ainsi informés en continu de leurs attentes et priorités du moment par le biais d'audits, de démonstrations et tests produits réalisés dans nos laboratoires d'application. Au-delà de ces attentes, nos produits durables offrent à nos clients le moyen d'atteindre leurs objectifs de développement à long terme.

Nos collaborateurs

Les compétences, la motivation et l'efficacité de nos équipes sont cruciales au succès de nos activités. Par le biais d'enquêtes régionales et à l'échelle du groupe réalisées auprès de nos collaborateurs, des entretiens de performance annuels et d'un environnement de travail ouvert, nous apprenons quels sont leurs points de satisfaction à l'égard de l'entreprise et quels sont les axes d'amélioration à apporter. Nous exploitons les résultats afin d'identifier les sujets essentiels et mettre

ensuite en place des mesures spécifiques sur les sites au plan local.

Nos investisseurs

Sartorius Stedim Biotech garantit la transparence et la continuité de ses relations avec ses actionnaires. Nous menons également un dialogue avec nos investisseurs sur les questions de la responsabilité environnementale et sociale ainsi que la gouvernance d'entreprise, au cours de rencontres comme des « roadshows », conférences investisseurs et journées événementielles des marchés financiers. Par ailleurs, nous participons à des analyses et notations des critères de durabilité afin d'évaluer notre performance à l'égard des questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG). En 2016, Sartorius Stedim Biotech fait partie de l'indice FTSE4Good.

La société

Nous maintenons de bonnes relations de proximité avec les communautés et autorités publiques locales et nous tenons compte de leurs intérêts et de leurs attentes dans nos activités. Sont notamment concernés le paiement équitable de notre part d'impôt, le maintien de la sécurité de l'emploi, la conformité aux obligations légales, la sauvegarde et la protection des ressources environnementales et la promotion des infrastructures.

Les candidats potentiels à l'emploi sont pour nous un groupe d'intérêt particulier. Les personnels jeunes et qualifiés sont tout particulièrement appréciés par les sociétés socialement responsables. Une culture d'entreprise axée sur la création de valeur et l'engagement solide de nos équipes conduisent à véhiculer une image positive de Sartorius Stedim Biotech à l'égard des communautés et renforcent l'attrait de son positionnement en tant qu'employeur de choix.

Conformité aux normes juridiques et éthiques

Le groupe Sartorius Stedim Biotech conduit ses activités conformément aux règles éthiques internationales et aux obligations légales de chaque pays. Nos actions vont dans le sens d'une bonne gouvernance d'entreprise et d'un contrôle qualité orientés vers une valeur ajoutée durable. Ces principes tiennent compte de la protection des intérêts de nos parties prenantes, d'une communication transparente, d'une gestion appropriée des risques et de politiques comptables et règles d'audit adéquates. Sartorius Stedim Biotech applique les règles et recommandations du Code AFEP-

MEDEF pour les principes de gouvernance d'entreprise. Pour plus des informations se referer au page 85.

Mise en place d'un système de conformité global

Notre système de conformité global nous permet de nous assurer que les membres des organes exécutifs, nos dirigeants et nos collaborateurs respectent l'ensemble des règles et codes législatifs ainsi que nos directives internes. Par la diffusion systématique d'informations, nous évitons les comportements inappropriés et préservons l'entreprise de tout dommage économique et de toute atteinte à son image. Les principaux piliers de ce système de conformité sont notre Code de conduite et notre Code anticorruption. Ils s'imposent à l'ensemble de nos collaborateurs.

Le Code de conduite et le Code anticorruption sont utilisés comme des guides spécifiques pour la réalisation des exigences qui s'imposent à nous en matière d'action responsable de la part de nos collaborateurs. Ces codes les aident au quotidien à travailler dans le respect de la loi et de l'éthique. Dans le cadre d'un module de formation suivi par tous les collaborateurs à l'échelle mondiale, ils apprennent à gérer des situations complexes sur un plan éthique ou légal. Un portail d'alerte et une permanence téléphonique permettent aux collaborateurs, fournisseurs, clients et partenaires de signaler, de façon anonyme, toute conduite douteuse. La conformité est également un sujet récurrent de notre programme d'audit régulièrement conduit dans nos filiales à l'international.

Ce Code de conduite permet à Sartorius Stedim Biotech de soutenir et respecter les principes définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Pacte mondial des Nations unies. Ce dernier est la plus grande initiative mondiale soutenant les droits de l'homme, la réglementation en matière de travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Nous rejetons par ailleurs toute forme de travail forcé et/ou de travail des enfants et respectons le besoin particulier de protection des jeunes salariés. Tous les collaborateurs de Sartorius Stedim Biotech s'engagent à avoir une approche centrée sur leur mission, ouverte, amicale et juste dans leurs interactions avec leurs collègues, autres salariés et tiers de manière à créer un état d'esprit collaboratif dans le respect mutuel. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, de désavantage, de harcèlement ou d'exclusion à l'encontre de quiconque pour des motifs de genre, d'origine ethnique, de race, de religion, d'âge, d'incapacité ou d'apparence, de préférences sexuelles, d'identité, d'origine ou de convictions politiques et attendons de nos

fournisseurs qu'ils agissent de même. Nous respectons la liberté des associations et le droit pour tous d'être représenté par une organisation syndicale, dans le respect des législations locales.

Code de conduite pour les fournisseurs

Sartorius Stedim Biotech attend de l'ensemble de ses fournisseurs et prestataires de services une conformité aux règles sociales et environnementales reconnues au plan international, le respect de la loi et le maintien des principes d'une concurrence équitable. La société exclut toute relation en place ou nouvelle avec des fournisseurs dont elle s'attend à ce qu'ils soient une source de risque considérable en matière de pratiques de travail obligatoire ou forcé, de travail des enfants ou d'autres violations des droits de l'homme ou avec des répercussions néfastes pour la société. Nous avons précisé nos attentes dans notre Code de conduite pour les fournisseurs et prestataires de services. Nos principaux fournisseurs sont tenus de signer une confirmation écrite pour attester de leur engagement à se conformer à ce Code. Par ailleurs, les questions de conformité font partie d'examens de performance annuels des fournisseurs et sont par ailleurs contrôlées dans le cadre d'audits de qualité réguliers. Sartorius Stedim Biotech a uniformisé ses canaux d'approvisionnement au niveau mondial. L'attribution des contrats suit un processus équitable et transparent conforme aux normes généralement reconnues.

Processus de due diligence

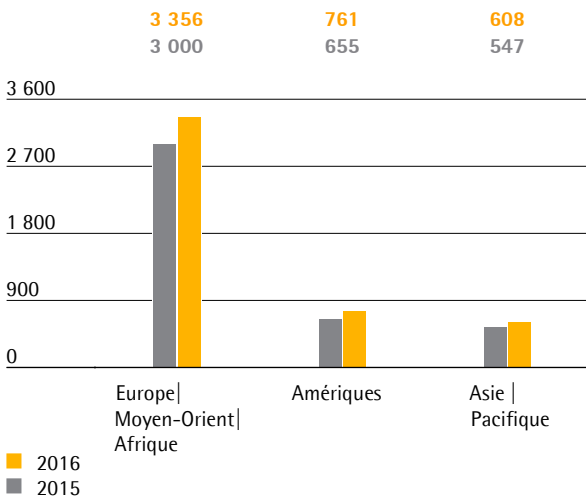
Lorsque nous envisageons des acquisitions, nous appliquons une procédure standardisée dans le cadre de nos processus de due diligence en vue d'évaluer aussi les questions non financières. Ces dernières comprennent entre autres la conformité aux règles juridiques et l'efficacité des systèmes de conformité. Par ailleurs, nous tenons compte des problématiques sociales, humaines et environnementales dans l'évaluation des risques et opportunités de ces éventuels candidats à la reprise. Nous nous employons à retenir les candidats les plus performants pour notre activité par l'adoption de mesures spéciales.

Personnel

Le nombre de salariés comptabilisé ci-dessous regroupe tous les collaborateurs, à l'exception de ceux en cours de formation, des stagiaires, des salariés en congé prolongé et de ceux en retraite anticipée. Ce chiffre est appelé « effectif ».

Au 31 décembre 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 4 725 collaborateurs, 523 salariés supplémentaires par rapport à l'exercice précédent, soit une hausse de 12,5% de l'effectif. Ces chiffres tiennent également compte des 5 collaborateurs de notre acquisition la plus récente de kSep.

Effectifs par région

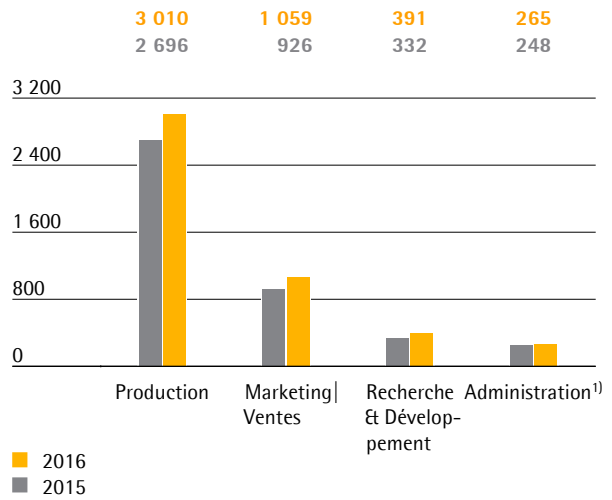


La zone Europe | Moyen-Orient | Afrique, avec 71,0% de l'effectif total, a enregistré une augmentation de 11,9% de la main d'œuvre. Une part importante des 356 nouveaux salariés a été engagée dans le but de sensiblement développer Cellca et BioOutsource, toutes deux acquises en 2015.

Les Amériques ont enregistré une hausse de l'effectif de 16,2% avec 106 nouveaux collaborateurs dont près de la moitié est attribuable aux embauches à Porto Rico.

En Asie | Pacifique, le nombre de collaborateurs a progressé de 11,2% avec 61 nouvelles recrues.

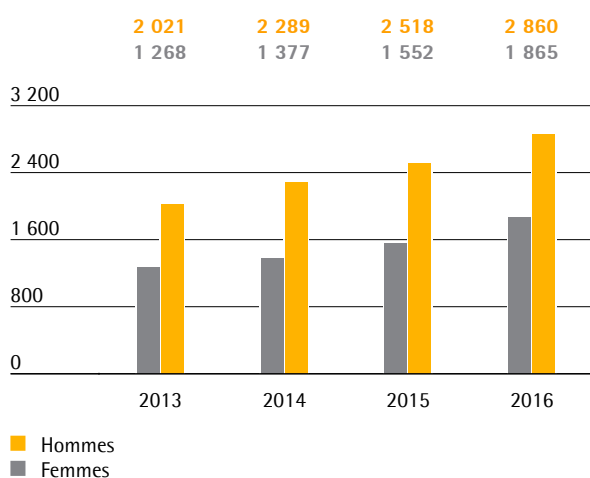
Effectifs par fonction



¹⁾ Hors fonctions administratives conduites par Sartorius Corporate Administration GmbH, qui n'appartient pas au groupe Sartorius Stedim Biotech

En termes de répartition des effectifs par fonction, les postes de production et dans les services directement rattachés ont représenté 63,7% de notre main d'œuvre (2015 : 64,2%). Le personnel de service est inclus dans l'effectif de production. La hausse de 11,7% de ces fonctions s'explique principalement par les nouvelles embauches intervenues sur les sites de Goettingen et de Porto Rico, ainsi que pour BioOutsource et Cellca. En 2016, les services marketing et ventes, ainsi que recherche et développement ont respectivement représenté une hausse de 14,4% et 17,8% des effectifs du groupe. Ainsi, un total de 22,4% de la main d'œuvre du groupe occupait des fonctions de marketing et ventes (2015 : 22,0%) et 8,3% pour la R&D (2015 : 7,9%). Les équipes dédiées aux fonctions administratives ont progressé de 6,6% après une croissance supérieure à la moyenne en 2015 pour atteindre 5,6% du total des effectifs (2015 : 5,9%).

Effectifs par composé



Au 31 décembre 2016, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 2 860 hommes et 1 865 femmes. La proportion de femmes dans la main d'œuvre totale a augmenté de façon continue depuis plusieurs années pour s'établir à 39,5 % à la clôture de l'exercice 2016 (2015 : 38,1 %).

Effectifs par âge

	2016		2015	
	Nombre	en %	Nombre	en %
16 – 20 ans	24	0,5	25	0,6
21 – 30 ans	1 202	25,4	1 012	24,9
31 – 40 ans	1 493	31,6	1 242	30,5
41 – 50 ans	1 113	23,6	996	24,5
51 – 60 ans	761	16,1	687	16,9
61 ans et plus	132	2,8	108	2,7

Concernant la pyramide des âges de notre effectif, la tranche 31-50 ans représente plus de la moitié de notre main d'œuvre totale. L'âge moyen des collaborateurs a légèrement diminué, passant de 39,5 ans par salarié en 2015 à 39,3 ans en 2016.

La politique de rémunération

La politique de rémunération de Sartorius Stedim Biotech cherche à attirer, fidéliser et motiver les collaborateurs. Elle garantit la compétitivité interne et externe par le biais d'études comparatives locales régulières. Nos deux programmes internationaux de rémunération variable, auxquels participent un grand nombre de salariés, sont indexés à la fois sur les résultats de la société ainsi que sur la réalisation d'objectifs définis au cours d'entretiens annuels. Sartorius Stedim Biotech applique généralement les normes du secteur

ou se conforme aux conventions collectives. En Allemagne, par exemple, la rémunération accordée est fonction des barèmes définis par les syndicats ou peut même les dépasser sur la base d'éléments liés à la performance locale.

Les prestations salariales ont augmenté de 242,9 millions d'euros en 2015 à 278,7 millions d'euros au cours de l'exercice considéré dont 224,1 millions d'euros pour les salaires et traitements (2015 : 196,8 millions d'euros). Cette hausse est en partie due à l'intégration initiale des effectifs de Cellca et de BioOutsource acquis en 2015.

Renforcer le développement et favoriser le potentiel des collaborateurs

Les opportunités de développement professionnel et de promotion, tout comme la perspective de la responsabilité de projets, sont des facteurs essentiels à la satisfaction du personnel. Elles permettent d'accroître les compétences de nos collaborateurs et leur ouvrent de nouvelles opportunités professionnelles. Pour l'entreprise, avoir des salariés motivés et bien formés est un facteur clé de réussite.

Formation et éducation renforcée

Sartorius Stedim Biotech fidélise son personnel qualifié par l'offre de cursus de formation continue ciblés. Sur ses sites en France, en Tunisie, à Porto Rico, en Inde et en Allemagne (hors Cellca), Sartorius Stedim Biotech a dispensé 62 321 heures de formation en 2016, soit une moyenne de 18,4 heures de formation par salarié. Le périmètre des heures de formation déclarées couvre actuellement 72,1 % de l'effectif total.

Le programme de développement professionnel de Sartorius Stedim Biotech couvre un large éventail de sujets. Afin d'améliorer les compétences linguistiques et méthodologiques, nous proposons à l'ensemble de nos collaborateurs un grand nombre de formations de perfectionnement et de développement professionnel en différentes langues. Des programmes de formation dédiés et des modules ciblés de terrain apportent les compétences et connaissances nécessaires. Pour répondre à l'évolution des besoins de nos collaborateurs et de l'entreprise, nous affinons et adaptons le contenu des programmes à l'échelle du groupe et à un niveau régional à celui des sites.

Les entretiens annuels de performance de l'ensemble des salariés des filiales du groupe encouragent les performances individuelles et collectives. Ces entre-

tiens analysent la performance, la révision des objectifs et l'identification des opportunités de développement. Ils sont mis en place dans le monde entier sur la base de critères uniformes pour l'ensemble du groupe Sartorius Stedim Biotech.

Dans la mesure du possible, Sartorius Stedim Biotech recrute en interne et pour ce faire, développe et encourage les collaborateurs dotés d'un potentiel de direction à un niveau international. Un programme spécial aide les jeunes cadres à développer et parfaire leurs qualités managériales par l'intermédiaire de projets spécifiques, en lien direct avec l'activité du groupe. Sartorius Stedim Biotech a un programme de développement dédié à son personnel d'encadrement expérimenté, conforme à nos directives de gestion, pour renforcer notre culture commune du management.

Un plan de carrière expert structuré permet à Sartorius Stedim Biotech d'offrir des opportunités de développement spécifiques à des scientifiques et ingénieurs dans nos activités de recherche et développement et de mettre en valeur leur expertise au service de la réussite de l'entreprise, ainsi que de proposer des perspectives de développement adaptées au profil de nos spécialistes et chefs de projets.

Missions temporaires

La société bénéficie des collaborateurs qui pensent et agissent au-delà des frontières de leurs services et sites d'implantation. Nous les encourageons donc à interagir au sein de l'entreprise et à accepter des transferts temporaires pour des missions dans d'autres départements ou sur d'autres sites. Notre centre d'offres d'emplois en interne offre également de nombreuses perspectives de développement et même de changement de poste. Les conditions de base des missions temporaires à l'étranger sont définies en toute transparence pour l'ensemble du personnel.

Découvrir et former de nouveaux jeunes talents

Nous développons continuellement nos programmes de ressources humaines avec pour objectif d'attirer, de fidéliser et de développer les compétences des collaborateurs qualifiés. Par cette approche, nous garantissons la pérennité de la réussite de l'entreprise à l'avenir, même face à la pénurie d'employés qualifiés actuellement observée. La société cherche plus spécifiquement à attirer des collaborateurs à même d'apporter non seulement leur expertise mais aussi leur ouverture d'esprit, le sens des responsabilités et une approche proactive du développement de leur propre champ d'action. Nous sommes présents aux salons de l'emploi

traditionnels et exploitons les réseaux professionnels numériques pour attirer l'attention des jeunes talents. Nous collaborons également avec des universités, instituts et organisations.

Promouvoir les jeunes diplômés

Notre programme international de stages a pour objectif de découvrir de jeunes diplômés qualifiés, en particulier sur les marchés de croissance du monde entier. Nous soutenons depuis de nombreuses années des étudiants de talent et diplômés dans les matières techniques et scientifiques. Des stages sont également ouverts à des étudiants en ventes et marketing. La société soutient ses stagiaires non seulement financièrement mais aussi sur le plan technique et personnel. À titre d'exemple, chaque stagiaire est épaulé par un tuteur au sein de l'organisation.

Afin d'accroître leurs connaissances, compétences et expériences professionnelles, Sartorius Stedim Biotech offre à des jeunes l'opportunité de travailler dans le groupe. Depuis de nombreuses années, le groupe fait appel à des programmes de financement de l'Union européenne, comme les Actions Marie Curie pour les jeunes scientifiques et le programme Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle internationale. Quand nous le pouvons, nous permettons également à nos stagiaires de suivre des formations. Grâce au partenariat mis en place avec la Kedge Business School de Marseille, les stagiaires présents sur le site d'Aubagne peuvent par exemple suivre les modules du Master en administration des entreprises proposé par cette école.

La diversité : une source d'opportunité

Nous sommes une entreprise internationale dont la diversité des marchés et zones d'activité à travers le monde se retrouve dans notre culture d'entreprise. La diversité constitue une valeur ajoutée pour nous grâce au levier d'interaction actionné au travers d'horizons et d'origines variés avec autant d'occasions de mieux comprendre les besoins de nos clients, de développer des solutions parfaitement adaptées et de maintenir notre compétitivité dans une économie mondialisée. De même, quand il s'agit de pourvoir les postes de direction, nous prôtons la mixité culturelle, la parité et la différence intergénérationnelle.

Des salariés issus de plus de 55 pays

Actuellement, plus de 55 nationalités forment les équipes de l'entreprise. Des directeurs allemands, français, américains et indiens sont notamment présents

au deuxième échelon de la direction, à savoir parmi les vice-présidents. Dans nos différents sites, nous nous appuyons également sur des équipes dirigeantes locales et poursuivons l'internationalisation de notre direction à moyen terme. Parallèlement, nous favorisons les opportunités internationales dans le développement de nos collaborateurs, notamment par le biais de missions temporaires sur d'autres sites ou de projets d'équipe transversaux.

Des femmes aux postes de direction

Le nombre de postes tenus par des femmes aux deux échelons de direction placés sous l'autorité immédiate du Comité exécutif a atteint 23,7% au 31 décembre 2016, contre 24,6% en 2015. Sartorius Stedim Biotech veille à augmenter la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. La part des femmes dans l'effectif total a régulièrement augmenté au fil des ans pour atteindre 39,5% à la fin de l'exercice considéré, soit une hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2015.

En 2016, Sartorius Stedim Biotech a employé 102 personnes (2014 : 96 personnes) présentant un handicap reconnu dont 21 en France et 77 en Allemagne.

Liberté et flexibilité au travail

En général, le groupe attribue à ses collaborateurs des missions exigeantes, leur délègue des responsabilités très tôt et leur laisse toute liberté dans l'organisation de leur planning de travail quotidien. Un nombre croissant de sites répond au large éventail de besoins et modes de vie de ses salariés en leur donnant la possibilité de fixer leurs horaires de travail avec souplesse. Les horaires flexibles, le temps partiel ou le télétravail permettent ainsi de créer un bon équilibre entre travail et vie privée. La dématérialisation croissante des lieux de travail ouvre de nouvelles solutions à nos salariés pour fixer leurs propres horaires de travail en toute indépendance. Cette flexibilité est essentielle à la satisfaction de tous nos salariés et renforce l'attrait de notre position d'employeur.

Le nombre de salariés à temps partiel est de 270 personnes, contre 234 en 2015, soit 5,7% de l'effectif total (2015 : 5,8%). Toutes les filiales du groupe Sartorius Stedim Biotech se conforment aux obligations statutaires et contractuelles en matière de temps de travail. Le temps de travail varie selon l'environnement local et la nature des activités.

Nouvelle baisse de taux de rotation et de l'absentéisme

Le succès de nos initiatives pour créer un environnement de travail propice à la motivation des équipes se traduit par de faibles niveaux des taux de rotation et d'absentéisme. Malgré un grand nombre de nouvelles embauches pour répondre à la croissance de l'entreprise, l'ancienneté demeure à un niveau élevé.

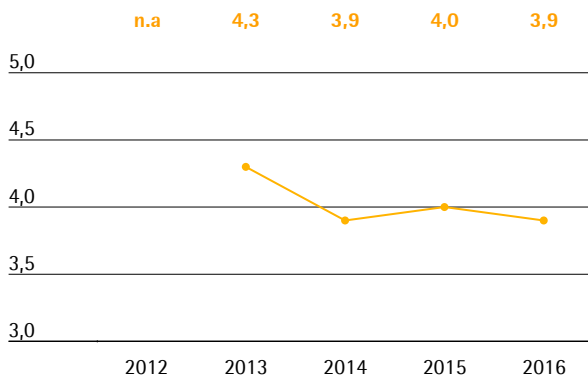
	2016	2015
Licenciements ¹⁾	45	52
Taux de rotation ²⁾ y compris CDD expirés en %	9,2	11,3
Taux de rotation ²⁾ hors CDD expirés en %	6,4	7,0

¹⁾ Les licenciements correspondent tous à des renvois décidés par le groupe

²⁾ Exprime le nombre de salariés ayant quitté l'entreprise en pourcentage de l'effectif moyen (2016 : 4 562,5) et reprend les départs à la retraite et autres motifs de départ de la société.

Le taux de rotation définit le nombre de salariés quittant l'entreprise en pourcentage de l'effectif moyen. Hors contrats à durée déterminée arrivés à expiration, il s'est établi à 6,4 % lors de l'exercice considéré, soit 0,6 point de pourcentage en deçà du niveau réduit un an auparavant. Ce taux est généralement soumis à des différences selon les zones géographiques : l'Europe connaît traditionnellement les variations les plus faibles. En Asie, il est plus courant de changer d'employeur, d'où un taux de rotation habituellement plus élevé dans cette partie du monde. Les sites allemands de Sartorius Stedim Biotech suivent cette règle. Ils enregistrent le taux de rotation le plus bas à 2,6 %, suivi par la France avec un taux de rotation de 4,6 %, l'expiration des contrats à durée déterminée étant déduite de ces deux chiffres. En Inde, le taux de rotation a diminué ces dernières années grâce à un ensemble de mesures destinées à accroître la fidélisation et la motivation du personnel.

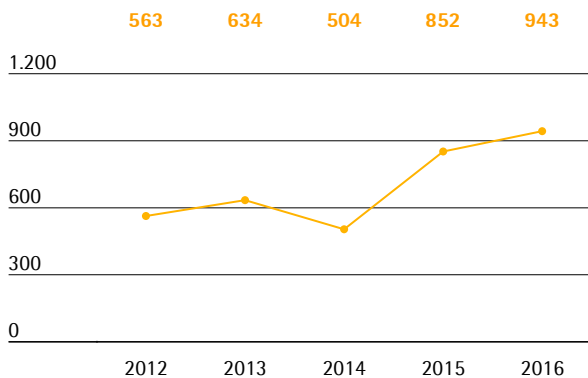
Taux d'absentéisme¹⁾
en %



¹⁾ Hors le temps perdu pour congés maternité, congés parentaux, congés sabbatiques, congé non payé et congé de maladie des longue durée de plus de six-semaines, les week-ends inclus

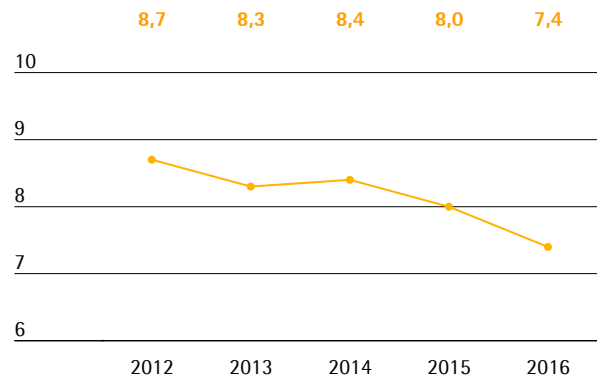
Le taux d'absentéisme, défini comme la part du temps de travail prévu perdue en raison d'absences au sens général du terme, dépend généralement de facteurs tels que les épidémies de grippe. À l'échelle du groupe Sartorius Stedim Biotech, le taux d'absentéisme est resté constant à 3,9% au cours de l'exercice considéré contre 4,0% au cours de l'exercice précédent. Le temps moyen perdu pour arrêt maladie hors accidents du travail a légèrement diminué, passant de 7,5 jours par salarié en 2015 à 7,3 jours en 2016.

Nouvelles embauches
effectif



Compte tenu du nombre élevé de nouvelles embauches, l'ancienneté moyenne a notablement diminué au cours de l'exercice considéré. En 2016, près de la moitié des effectifs du groupe travaillait pour Sartorius Stedim Biotech depuis moins de cinq ans. Un cinquième de l'effectif total comptait une ancienneté de 15 ans ou plus au sein de l'entreprise.

Ancienneté moyenne
en années



Santé et sécurité des collaborateurs

La politique de gestion de la santé du groupe couvre à la fois les besoins physiques et psycho-sociaux afin d'optimiser la performance et la motivation des effectifs, de garantir leur employabilité et de réduire les coûts associés aux arrêts de travail. Nous favorisons la sensibilisation aux questions de santé de tous les collaborateurs par des journées d'actions spéciales sur chacun des sites par exemple. Nous proposons également des services de conseil et d'assistance dédiés aux déplacements ou séjours à l'étranger de nos collaborateurs. Pour toutes urgences médicales ou risques pour leur sécurité, nos collaborateurs peuvent demander une assistance téléphonique ou une aide sur site à tout moment. En France et en Allemagne, les salariés rencontrant des difficultés professionnelles et personnelles peuvent consulter un service d'aide extérieur à titre gratuit. En Allemagne, les vice-présidents peuvent bénéficier d'un bilan médical annuel dans une clinique partenaire de notre choix.

Des normes de sécurité exigeantes

Sartorius Stedim Biotech s'astreint à des normes de sécurité très avancées pour continuer à réduire les maladies professionnelles, les risques pour la santé et les causes potentielles d'accidents industriels. Le groupe s'appuie sur les normes de l'Organisation mondiale du travail ainsi que sur les réglementations et recommandations en vigueur au plan national. Les conditions de sécurité et d'organisation du travail sont constamment améliorées. Nous sommes ainsi également sensibles aux inquiétudes de nos collaborateurs. Dans ce domaine, sur le site d'Aubagne, par exemple, nous conduisons un programme spécial basé sur des améliorations spécifiques suggérées par les collaborateurs pour la prévention des risques potentiels sur la santé. Nous proposons également des formations régulières à nos équipes dans les domaines de la santé et la sécurité au travail et celui

de la protection de l'environnement, dans l'objectif de permettre à nos collaborateurs de savoir reconnaître les risques pour mieux les éviter. Sur les sites du groupe en local, des comités de sécurité du travail se réunissent régulièrement pour aborder les mesures sanitaires et de prévention des accidents du travail.

Statistiques des accidents professionnels

	2016	2015
Nombre d'accidents professionnels ¹⁾	70	41
Jours d'absence suite à un accident professionnel ²⁾	1 350	1 710
Taux de fréquence ³⁾	8,8	6,0
Taux de gravité ⁴⁾	170,4	250,5

¹⁾ Hors accidents pendant trajets entre domicile et travail

²⁾ Calculé en jours civils

³⁾ Correspond au nombre d'accidents pour 1 000 000 d'heures de travail théoriques (heures de travail théoriques en 2016 : 7 921 448,09)

⁴⁾ Nombre de jours d'absence suite à un accident professionnel pour 1 000 000 d'heures de travail théoriques

Le nombre de jours d'absence faisant suite à un accident professionnel a diminué de 360 jours par rapport à 2015 bien que le nombre d'accidents du travail en valeur absolue ait augmenté de 41 à 70 par rapport à l'exercice précédent. Le taux de gravité montre également que la majorité de ces accidents étaient de nature mineure, avec une diminution de 80,1 jours par million d'heures de travail à 170,4 jours. Par rapport à la hausse des effectifs, le taux de fréquence n'a pas augmenté en proportion et s'établit à 8,8 contre 6,0 l'exercice précédent.

Des relations employeur-employés caractérisées par la confiance

L'un des aspects de notre culture d'entreprise repose sur le partage régulier et immédiat de l'information avec nos collaborateurs. Résultats financiers, objectifs stratégiques et changements à travers le groupe sont ainsi diffusés par le biais de notes internes, lettres d'information et un magazine d'entreprise, entre autres moyens de communication. Les sociétés du groupe se conforment également aux réglementations nationales applicables aux délais d'information minimum concernant des changements dans nos opérations.

En France, les collaborateurs de Sartorius Stedim Biotech sont représentés par trois instances représentatives du personnel ; la même réalité prévaut sur les sites allemands. Ces instances représentatives du personnel tiennent des réunions régulières. En 2016, 17 accords collectifs ont été signés sur les sites français dont deux accords collectifs relatifs à l'assurance santé. Sur les sites allemands, 11 accords collectifs ont

été conclus. Ils couvrent les systèmes d'intéressement, la retraite, la réintégration après une absence de longue durée ou les délocalisations temporaires sur d'autres sites.

Environnement et développement durable

Une production durable et des innovations écologiques sont des facteurs essentiels à notre réussite économique à long terme. Sartorius Stedim Biotech conçoit ses processus de fabrication dans le sens de la conservation des ressources et propose des produits non seulement efficaces et fiables mais également créateurs d'une valeur ajoutée écologique pour nos clients. Conjuguer la croissance et la préservation des ressources naturelles, tel est l'objectif atteint par le groupe à différents niveaux.

Les grands axes de notre gestion durable en matière écologique sont la conformité avec les réglementations environnementales, la gestion efficace de nos ressources énergétiques, de l'eau et des déchets ainsi que la poursuite du développement respectueux de l'environnement de nos produits.

Des informations sur les mesures de santé et sécurité adoptées pour les collaborateurs de Sartorius Stedim Biotech sont détaillées à la page 40.

Au cours de l'exercice considéré, le groupe n'a toujours pas identifié en 2016 de risque environnemental spécifique à même de justifier de la constitution de provisions.

Des critères élevés pour la qualité et la protection de l'environnement

Un nombre croissant d'unités de production de Sartorius Stedim Biotech cherche à obtenir la certification aux normes internationales, d'où un élargissement continu du cadre de certification. Actuellement, tous nos sites de production sont certifiés selon l'ensemble des normes internationales ISO 9001, mis à part celui de Tagelswangen en Suisse avec une cinquantaine de salariés. Un système de gestion environnementale selon ISO 14001 a été mis en place dans nos deux usines à Goettingen en Allemagne, de même qu'à Aubagne en France et à Bangalore en Inde. Rapporté aux effectifs moyens sur nos sites de production (2016 : 3 825), 56 % de ces sites répondent aux exigences de cette norme internationale de protection de l'environnement. Grâce à ces deux systèmes de gestion auxquels nous nous astreignons, nous nous conformons aux normes de qualité dans la fabrication de nos produits, nous préservons les ressources utilisées et nous prévenons les risques environnementaux. Nous exploitons également un système de gestion énergé-

tique conforme à la norme ISO 50001 sur les deux sites de Goettingen et celui de Guxhagen, où nous produisons des équipements et systèmes pour le secteur biopharmaceutique. Par rapport aux effectifs moyens, le taux de couverture s'élève ainsi à 40 % de l'ensemble de nos unités de production.

Une amélioration continue des processus

Soutenus par des réunions et des briefings réguliers sur les questions environnementales, de santé et de sécurité (EHS), les personnes responsables des questions EHS présentes sur nos sites à l'international s'assurent du respect des lois, des réglementations et des normes relatives à la protection de l'environnement. Le comité international de pilotage des questions environnementales, de santé et de sécurité sur le lieu de travail de Sartorius Stedim Biotech formule des recommandations sur l'harmonisation et l'amélioration continue de nos procédés dans ces trois domaines à l'échelle mondiale. En 2016, nous avons introduit une solution logicielle pour également uniformiser et accélérer le processus d'acquisition globale des données. À compter de 2017, les données sur le développement durable seront centralisées par ce système.

Agir en faveur de la santé et de la sécurité du consommateur

Sartorius Stedim Biotech ne fournit pas ses produits en direct aux consommateurs mais à des fabricants de produits pharmaceutiques, alimentaires et chimiques. Le plus haut niveau de qualité des produits et de fiabilité des livrables est crucial pour nos clients dans ces secteurs soumis à une stricte réglementation. Nous procédons à des contrôles qualité rigoureux et utilisons des méthodes et procédés de production de pointe, comme ceux de la technologie de salle blanche, pour nous assurer de la conformité de ces produits aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP) et de l'absence de tout risque pour la santé ou la sécurité dès lors que leurs conditions d'utilisation sont respectées.

Nos méthodes et procédés sont soumis à un examen constant dans le cadre de notre volonté d'amélioration continue et sont adaptés en fonction de l'évolution des exigences. La qualité supérieure des produits et procédés de Sartorius Stedim Biotech est la conséquence d'un ensemble d'audits annuels demandés par nos clients passés avec succès et de l'obtention de la certification qualité selon les normes (ISO 9001) et celle de gestion de la qualité pour les appareils médicaux (ISO 13485). Des brochures d'utilisation détaillées, de même que notre équipe de service guident le client dans le bon usage de nos produits. Pour réagir rapide-

ment à tout défaut d'un produit et minimiser toute conséquence négative, nous avons mis au point un système de traçabilité permettant si nécessaire de retirer immédiatement de la vente des lots entiers de produits.

Consommation d'énergie et gaz à effet de serre

En tant que société technologique fabricante de produits, Sartorius Stedim Biotech consomme la majeure partie de son énergie sur ses 15 sites de production. Notre site le plus important à Goettingen représente 72,2 % de l'énergie utilisée sur l'ensemble de nos unités de production. C'est pour cette raison que ce thème est un point central de nos mesures d'économie d'énergie avec une fonction pionnière au sein du groupe.

Contrôle des émissions dans le respect du protocole sur les gaz à effet de serre

Depuis 2013, Sartorius Stedim Biotech utilise le protocole sur les gaz à effet de serre (GES), norme internationale de comptabilisation des émissions de gaz, comme guide en matière de rapport des émissions CO₂. Nous comptabilisons donc non seulement les émissions de CO₂ mais aussi de tous les gaz à l'origine d'un changement climatique et nous les présentons en équivalents CO₂ (CO₂eq). Actuellement, nous présentons les émissions avec des conséquences climatiques directement générées sur un site de production (Scope 1). Nous présentons également les émissions indirectes liées à la production d'énergie par des fournisseurs externes (Scope 2). Les autres émissions de gaz à effet de serre, notamment dues à la fabrication de produits précurseurs ou aux activités de distribution (Scope 3), sont uniquement analysées sur le site de fabrication des poches à usage unique à Aubagne. Nous envisageons une intégration par phases des émissions concernées par le Scope 3 dont le relevé et le calcul sont très chronophages.

Les ressources énergétiques primaires, telles que le charbon et le gaz naturel, représentent 46 % de la consommation d'énergie totale du groupe avec une part prépondérante pour le gaz naturel. Les énergies secondaires, telles l'électricité produite par des sources d'énergie primaires, représentent 53 % de nos besoins. Les énergies renouvelables couvrent 1 % des besoins du groupe.

Sur le site de Goettingen, nous produisons notre propre électricité et chauffage à partir de deux centrales de cogénération, même si nous achetons la majeure partie de l'électricité auprès de fournisseurs.

Consommation d'énergie et gaz à effet de serre

	2016	2015
Consommation totale d'énergie en MWh	88 437	90 404¹⁾
- dont électricité	47 100	42 746
- dont gaz naturel	37 589	43 652 ¹⁾
- dont carburants ²⁾	2 024	2 331
- dont autres sources d'énergie ³⁾	1 725	1 675
Quantité totale des émissions de gaz à effet de serre en t CO₂eq⁴⁾	27 255	24 218¹⁾
- Scope 1 ⁵⁾	10 886	9 668 ¹⁾
- Scope 2	16 369	14 551
Chiffres clés		
Production de CO ₂ eq-Émissions par employé en t ⁶⁾	7,1	7,4

¹⁾ Adjusté

²⁾ Les données couvrent la consommation de diesel des groupes électrogènes

³⁾ Gaz liquide y compris

⁴⁾ Les émissions en t de CO₂eq ont été calculées par l'université des « Applied Sciences and Arts » de Goettingen en utilisant la liste de facteurs d'émission du logiciel professionnel « Gabi »

⁵⁾ Exclut la consommation de carburants de la flotte de véhicules.

⁶⁾ Appliqué à l'effectif moyen des sites de production ; 2016: 3 825

Des émissions générées par la consommation d'électricité sont classées comme Scope 2 et représentent deux-tiers des émissions de l'entreprise avec incidence sur le changement climatique. Un tiers de ces émissions résulte principalement de l'utilisation d'énergies fossiles (Scope 1).

La quantité totale de carbone uniquement dégagé par les émissions de solvants, seulement générées par la production de filtres sur les sites de Goettingen et de Yauco, s'est élevée à environ 45,3 tonnes métriques carbone total au cours de l'exercice considéré (2015 : 40,6 tonnes métriques). L'incidence de ce chiffre carbone total sur les émissions de gaz à effet de serre est reprise dans le calcul des équivalents CO₂.

Utilisation des technologies avancées pour réduire les émissions de CO₂

Sartorius Stedim Biotech s'adapte aux conséquences négatives du changement climatique et s'efforce de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités. En outre, l'efficacité énergétique répond à une logique économique.

Sur notre site de Goettingen, nous utilisons des technologies de pointe, notamment deux unités de cogénération (CHP) d'une grande efficacité énergétique, une centrale d'air comprimé de dernière génération pour contrôler et régler les machines de production et des systèmes de contrôle intelligent. Nous réduisons ainsi nos émissions de dioxyde de carbone de quelques 7 000 tonnes métriques par an. Le système de gestion énergétique du groupe facilite l'identification systématique de nouvelles économies d'énergie potentielles.

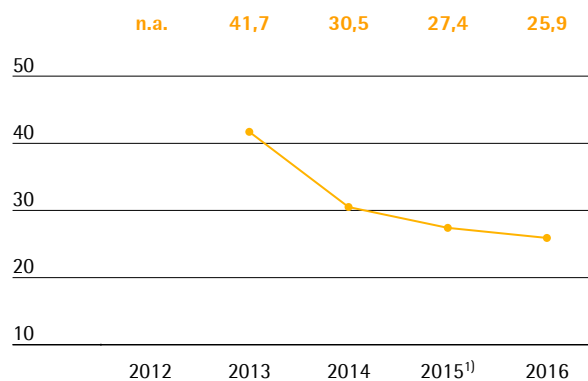
Sur ses sites à l'international, Sartorius Stedim Biotech développe également régulièrement ses processus de fabrication et améliore ses installations afin de préserver les ressources. Notamment pour nos nouveaux bâtiments, nous augmentons la proportion des sources d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique.

Par l'approvisionnement des marchés locaux directement depuis nos propres sites de production dans toute la mesure du possible, Sartorius Stedim Biotech réduit les distances de transport, nocives pour l'environnement par l'approvisionnement des différents marchés locaux directement depuis ses propres sites de production. Dans des conditions réalisables et pratiques, nous utilisons des moyens de transport plus écologiques que la voie aérienne comme la voie maritime. Nous réduisons également la quantité d'énergie consommée dans les déplacements professionnels, notamment par l'utilisation accrue de la téléconférence et la vidéo-conférence.

Le succès de ces mesures et autres initiatives respectueuses de l'environnement se reflète dans la consommation d'énergie globale et les émissions de gaz à effet de serre de Sartorius Stedim Biotech dont la progression s'est faite à un rythme largement inférieur à la hausse du chiffre d'affaires ces dernières années.

Développement des équivalents CO₂

rapporté au CA annuel en tonnes/million d'euros



¹⁾ Ajusté

Consommation de l'eau

Nous considérons l'eau comme une ressource précieuse et en faisons un usage responsable sur nos sites. La société veille ainsi à réduire la consommation d'eau et l'imperméabilisation des sols, en particulier sur ses sites de production basés dans des zones à fort stress hydrique selon l'Aqueduct Water Risk Atlas, comme à Yauco et Bangalore. La majeure partie de l'eau consommée sert au rinçage dans le processus de fabrication des membranes de filtre selon la méthode du bain de précipitation sur le site de Goettingen.

Consommation d'eau

	2016	2015
Consommation d'eau par	385 333	336 917
Consommation d'eau par employé ¹⁾ en m3	101	103
Eaux usées Demande biochimique en oxygène, DBO2) en t	213	243

¹⁾ Appliqué à l'effectif moyen des sites de production ; 2016: 3 825

²⁾ Uniquement eaux usées chargées, sans eaux usées sanitaires

Nous utilisons principalement de l'eau en provenance de sources publiques mais également des eaux de surface. Le volume total des eaux usées déversées dans les réseaux d'égouts publics correspond approximativement à la consommation totale d'eau plus l'évacuation des eaux de pluie. La demande biochimique en oxygène est calculée pour les eaux usées résultant de la production lorsqu'elles sont considérées comme significatives. Ce chiffre reflète le volume d'oxygène dissous nécessaire pour décomposer les matières organiques présentes dans les eaux usées.

Consommation durable des ressources en eau

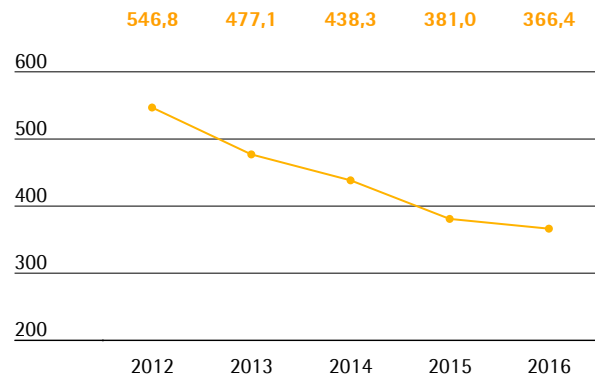
À l'occasion de l'expansion de nos capacités de production de membranes sur le site de Goettingen, nous avons acquis des machines de moulage avancées dont la consommation d'eau lors de la procédure de rinçage est largement inférieure à celle des machines de précédente génération. Les usines de traitement de l'eau exploitées en propre sur nos principaux sites de production contribuent également à une consommation efficace de l'eau. Grâce à la stratégie d'économie de consommation d'eau mise en œuvre dans nos infrastructures écologiques de Yauco, nous réduisons la consommation d'eau potable d'environ 85% par rapport à une usine traditionnelle, notamment par le biais de l'utilisation de l'eau de pluie. À Bangalore, nous avons minimisé l'étanchéité des terrains du site de

production et de grands espaces dédiés permettent à l'eau de pluie de ruisseler dans le sol.

Notre consommation d'eau a également considérablement diminué depuis 2012 proportionnellement à la hausse du chiffre d'affaires.

Developpement de la consommation d'eau

rapporté au CA annuel en tonnes/million d'euros



Déchets

Nous nous efforçons de réduire la quantité de déchets et, par l'utilisation de systèmes de tri des déchets, contribue à recycler des matières réutilisables et à diminuer la proportion de déchets dans les décharges. Chaque site en local doit développer des mesures adéquates en fonction des obligations légales et des options possibles à l'échelle du pays, ainsi que de leurs procédures internes.

Déchets

	2016	2015
Quantité totale de déchets en t	4 025	3 471
- dont déchets recyclables	2 307	1 712
- dont déchets non recyclables	1 718	1 759
Quantité de déchets par employé ¹⁾ en t	1,05	1,06
Taux de recyclage en %	57	49

¹⁾ Appliqué à l'effectif moyen des sites de production ; 2016: 3 825

Sartorius Stedim Biotech respecte la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Sur nos sites allemands, où environ 40% du total de nos déchets sont produits, nous utilisons des signatures électroniques pour les déchets dangereux, comme les acides et le pétrole. Nous contrôlons donc la production de ces déchets¹⁾ et fournissons un suivi

numérique de leur récupération et/ou élimination. Nous garantissons ainsi une traçabilité complète de ce type de déchets du début à la fin du cycle.

Pour diminuer les emballages en polyéthylène, nous sommes passés d'une fourniture du polypropylène en sacs à une livraison en silos pour la fabrication des composants moulés par injection destinés aux produits à usage unique.

Nous donnons les invendus alimentaires de nos cafétérias de Goettingen à une organisation caritative locale. Tout ce qui ne peut pas être donné est envoyé dans une unité de production de biogaz par digestion anaérobie à partir de ces déchets alimentaires organiques.

Sartorius Stedim Biotech élimine principalement les déchets dans les pays où ils ont été générés. Les exceptions à ce principe ne sont autorisées que dans des cas justifiés. Par exemple, le site de Mohamdia envoie une petite partie de ses déchets à Aubagne pour être éliminée dans de bonnes conditions.

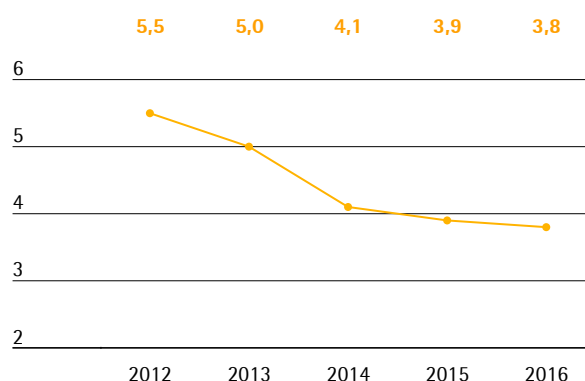
Rendement des matériaux recyclables

Les solvants organiques, dont nous avons besoin pour la fabrication de nos membranes de cartouches filtrantes, sont récupérés et recyclés. L'usine de Goettingen représente la majeure partie de l'utilisation de solvants à l'échelle du groupe et dispose d'une unité de recyclage des solvants sur site. Ils sont ensuite réintroduits dans la chaîne de production. Ainsi, les substances sont maintenues en circuit fermé, nous minimisons les besoins en transport et nous réduisons la consommation d'eau et les volumes d'eaux usées. Nos propres travaux de recherche et de développement nous permettent également de diminuer en permanence les volumes relatifs de solvants nécessaires à la fabrication des membranes.

En qualité de fournisseur de l'industrie pharmaceutique, la réglementation interdit actuellement à Sartorius Stedim Biotech d'utiliser des matières plastiques recyclées pour des raisons de sécurité des produits. En Allemagne, nous faisons régulièrement appel à des entreprises de traitement des déchets spéciaux pour envoyer nos plastiques au recyclage ou les éliminer dans le respect de l'environnement. En France, les déchets plastiques composites riches en énergie générés dans la fabrication des poches sont réutilisés pour servir à la production d'énergie par incinération dans une usine spécialisée. Une grande partie des déchets polymères est séparée et collectée selon le type de matériaux, comme le polyamide et le polyéthylène, puis réutilisée sous forme de matières secondaires.

Developpement des dechets

rapporté au CA annuel en tonnes/million d'euros



L'utilisation des matières premières selon les réglementations officielles

À partir d'un logiciel ERP international standard utilisé, Sartorius Stedim Biotech a développé un système de gestion des substances dangereuses qui permet de sélectionner les produits chimiques au sein du groupe par le biais d'un processus d'émission. Il est donc possible de fournir des relevés de données de sécurité aux clients ainsi que des instructions pour l'utilisation et la manipulation en interne de ces substances dangereuses. Les réglementations internationales et nationales, comme REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) et GHS (Globally Harmonised System), ainsi que RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) forment la base juridique applicable à l'émission de ces substances.

Nous avons défini trois types de matières premières essentielles dans la fabrication de nos produits : les produits chimiques et solvants pour les membranes de filtres, les polymères pour les produits à usage unique et l'acier inoxydable pour les bioréacteurs et les systèmes réutilisables. En 2016, nous avons acheté 5 216 tonnes métriques de produits chimiques et solvants (2015 : 4 325 tonnes métriques) et 1 568 tonnes métriques de polymères (2015 : 1 467 tonnes métriques). La quantité d'acier inoxydable a diminué à 869 tonnes métriques (2015 : 25 870 tonnes métriques). Ces chiffres peuvent varier dans une certaine mesure car ils reflètent les quantités achetées et non pas utilisées.

En vertu de la politique générale de production de Sartorius Stedim Biotech, son taux de production en interne est élevé, proche de 100% dans certains cas comme pour les membranes de filtre. Concernant la négociation de marchandises, Sartorius Stedim Biotech a dépensé 52,5 millions d'euros au cours de l'exercice considéré (2015: 53,9 millions d'euros), principalement

pour des fournitures en provenance de sociétés basées en Europe et aux États-Unis, soit un taux tout juste en-deçà de 5% du chiffre d'affaires.

Un développement de nos infrastructures respectueux de l'environnement

Nous investissons continuellement dans de nouvelles unités de production et dans l'extension de nos usines pour répondre à notre croissance continue. Dans le cadre de ce processus, nous respectons les réglementations et pratiques locales en matière de propriété foncière. Nous réduisons également l'impact sur l'environnement par la sélection de sites d'implantation déjà développés en zones industrielles. Aucun de nos sites de production n'est situé dans des réserves naturelles ou des écosystèmes protégés. Quand cela est possible, nous introduisons un maximum d'espaces verts et réduisons les zones imperméables sur nos sites. Notre usine de Bangalore en est un bon exemple. Même si nous estimons de façon globale avoir un impact non significatif sur la biodiversité, nous nous efforçons de répondre aux besoins de protection spécifiques de hauts lieux de la biodiversité où sont basées nos usines de Tunisie et de Porto Rico. Par exemple, notre site de Porto Rico, agrandi en 2012 pour servir de centre de fabrication et de logistique sur le marché nord-américain, a répondu pour ses bâtiments aux normes américaines les plus rigoureuses en matière d'environnement, d'économie de ressources et de performance. Nous sommes devenus le premier fournisseur de l'industrie pharmaceutique au monde à être certifié Platinum à l'initiative LEED du Green Building Council (système de certification pour les bâtiments verts aux États-Unis). Dans le cadre de l'extension de notre site de Goettingen, nous nous efforçons d'obtenir la certification du Conseil allemand pour la construction durable (DGNB).

Sur nos autres sites également, nous intégrons des équipements et technologies écologiques avancés afin de réduire la consommation d'énergie, éviter le gaspillage, limiter les nuisances sonores aux collaborateurs et diminuer la quantité de déchets générés par les processus de fabrication. Ainsi, nous dépassons souvent les obligations imposées par les réglementations environnementales locales.

Le développement durable et les innovations de nos produits

Les efforts pour optimiser la performance environnementale de nos produits et de nos méthodes de production commencent dès la phase de recherche et développement. Nous réduisons la quantité d'emballages et augmentons la part des matières premières respectueuses de l'environnement dès lors que la sécurité et les fonctionnalités de nos produits et emballages le permettent. Sartorius Stedim Biotech travaille également avec des partenaires du secteur industriel et la communauté scientifique pour développer des solutions de produits durables et l'utilisation efficace des matières premières.

Performances élevées de nos produits pour un meilleur bilan écologique de nos clients

Les produits à usage unique s'imposent de plus en plus dans la fabrication de médicaments innovants plus efficaces. Ils sont non seulement pratiques sur un plan économique mais apportent aussi des avantages écologiques. Selon les démonstrations de certaines études, les produits à usage unique donnent de bien meilleurs résultats que les équipements réutilisables complexes, en termes de consommation d'énergie, d'eau et de substances chimiques sur la durée de vie du produit. Des experts ont comparé des méthodes essentiellement basées sur des équipements réutilisables à celles axées sur des solutions à usage unique en fonction de plusieurs scénarios dont un processus industriel type de production d'anticorps monoclonaux. Le résultat est sans appel : à partir essentiellement de solutions à usage unique, un fabricant consomme environ 87% d'eau et 30% d'énergie en moins. De plus, d'après les analyses établies par les experts, l'utilisation de solutions à usage unique permet de réduire la taille des unités de production. De même, l'espace de stockage dont a besoin le fabricant est inférieur de 30%, d'où des économies d'énergie et de matériel. D'après d'autres études, les produits à usage unique nécessitent deux fois moins d'énergie pour la stérilisation, le nettoyage et le matériel par rapport aux processus conventionnels.¹⁾

Si les produits à usage unique présentent des avantages indéniables sur le plan écologique, leur utilisation génère plus de déchets. Pour autant, on peut également améliorer la performance environnementale par une récupération et un recyclage réguliers. En effet, les matières plastiques ultrapures, utilisées dans la fabrication des différents produits à usage unique, contiennent environ 80 % à 90 % d'énergie de pétrole brut pur et constituent donc une matière première secondaire exploitable. L'énergie conséquente dégagée par les polymères peut être par exemple réutilisée pour produire de l'énergie thermique ou électrique.

Les solutions intégrées de la gamme de produit FlexAct de Sartorius Stedim Biotech sont un autre exemple de cette approche. Au-delà des avantages écologiques généralement offerts par les technologies à usage unique, les solutions FlexAct réduisent le besoin de matériel fixe installé et donc la quantité de matières et l'espace utilisé. L'unité de commande centrale polyvalente de FlexAct peut par exemple être utilisée dans un certain nombre de procédés biopharmaceutiques différents.

Les améliorations techniques apportées par nos spécialistes de R&D à la gamme de membranes filtrantes Sartopore Platinum ont éliminé quasiment la consommation d'eau ultrapure nécessaire au mouillage et au rinçage des membranes, réduite de 95 %. L'absorption nettement plus faible des filtres diminue le taux de perte des solutions de protéines onéreuses. Les fabricants pharmaceutiques peuvent ainsi réduire considérablement la quantité de ressources tout en obtenant des rendements plus élevés.

Notre pôle services aide nos clients à optimiser les solutions pour répondre au mieux à leurs besoins sur leurs sites de production. Nous procédons toujours à une analyse globale des procédés du client et identifions les améliorations potentielles d'un point de vue financier et écologique. Nous contribuons ainsi à accroître l'efficacité et la compatibilité environnementale des procédés de nos clients.

¹⁾ Sinclair A., Lindsay I., et al. : The Environmental Impact of Disposable Technologies. BioPharm Int., 2 novembre 2008. www.biopharmservices.com/docs/EnvironmentImpactDisposables.pdf. Rawlings B., Pora H. : Environmental Impact of Single-Use and Reusable Bioprocess Systems. BioProcess Int., février 2009 18 - 25.

L'engagement sociétal

Nos produits aident l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique à développer et fabriquer des médicaments à la pointe de la technologie. Les produits à usage unique, en particulier, contribuent à un développement plus rapide de nouveaux produits biopharmaceutiques pour améliorer le traitement de maladies graves, comme le cancer et les maladies auto-immunes. Sartorius Stedim Biotech contribue ainsi à introduire dans la société des médicaments sûrs, efficaces et abordables.

Au-delà de cela, nos activités économiques ont de nombreux effets positifs sur le développement des villes et des communes où Sartorius Stedim Biotech est implanté, en général depuis un certain nombre d'années. Plus particulièrement sur nos sites de production situés dans des villes et communautés de petite à moyenne taille, telles que Goettingen, Guxhagen, Aubagne et Yauco, nous nous classons parmi les plus importants employeurs du secteur privé et donateurs d'ordre de la région pour plus de croissance et de pouvoir d'achat de ces communautés.

Conjointement à nos partenaires de coopération, nous sommes activement engagés dans le façonnage des environnements économiques et sociaux autour de nos sites et nous nous concentrons sur les domaines directement ou indirectement affectés par nos métiers de base. Le soutien financier apporté à des projets liés à l'éducation, la culture, les affaires sociales et le sport contribue également à rendre les zones où nous opérons plus attractives pour les collaborateurs actuels et futurs de Sartorius Stedim Biotech.

Nos activités sur le plan social ciblant des territoires bien au-delà de nos régions d'origine, se concentrent notamment sur des domaines en lien avec notre cœur de métier. La promotion de la recherche et de l'éducation ainsi que les opérations de soutien en faveur de la communauté scientifique restent nos principales priorités dans ce domaine.

De par sa neutralité politique, Sartorius Stedim Biotech ne soutient aucun responsable ou parti politique, pas plus qu'elle ne leur consent de financement ou de contribution d'une quelconque nature.

L'environnement local : une priorité

Notre siège social d'Aubagne, ville d'environ 45 000 habitants, offre par exemple des emplois attractifs et de longue durée à plus de 750 personnes. En tant que membre de la plus grande organisation patronale française, le MEDEF, Sartorius Stedim Biotech colla-

bore étroitement avec des instituts nationaux et locaux afin de contribuer à améliorer la situation sur le marché du travail. Notre usine agrandie de Yauco offre un emploi à quelque 450 personnes employées directement par Sartorius Stedim Biotech, soit une hausse de 17 % par rapport à 2015, et à environ 120 autres parmi les prestataires de services et fournisseurs locaux de l'entreprise, pour la maintenance des machines et des bâtiments et pour la sécurité des usines.

Un partenaire fiable

Nos filiales locales s'engagent aux côtés des élus, des représentants industriels et de représentants du secteur social dans des initiatives pour renforcer la compétitivité de leurs régions respectives. Les valeurs de l'entreprise – la persévérance, l'ouverture d'esprit et la joie – nous guident également dans nos relations avec les différentes parties prenantes locales. Nous sommes un partenaire fiable pour les organisations régionales. Dans le cadre du dialogue ouvert et constructif entretenu avec les communautés environnantes, nous les informons rapidement et de manière exhaustive de toutes les activités et de tous les développements de notre entreprise susceptibles de concerner leurs intérêts. Nous les impliquons également dans nos projets dès que possible et opportun.

En 2016, par exemple, Sartorius Stedim Biotech a poursuivi un programme de formation pour les réfugiés en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique dans le cadre de ses activités en coopération avec la ville de Goettingen et l'agence pour l'emploi local. En 2015, nous avons lancé un programme similaire et avons été en mesure d'offrir des perspectives d'emploi à un grand nombre des réfugiés concernés au terme de cette initiative.

Notre filiale de Yauco, à Porto Rico, coopère avec plus d'une dizaine d'écoles locales et accorde chaque année une vingtaine de bourses d'étude à des élèves du secondaire et étudiants universitaires particulièrement prometteurs, issus de familles à revenus modestes. Des visites de l'entreprise sont également organisées pour motiver davantage les jeunes à entreprendre une formation professionnelle ou des études universitaires. Nous parrainons aussi plusieurs équipes de jeunes sportifs et autres activités sportives locales. Par ailleurs, à Yauco, l'entreprise vient en aide aux sans-abri par le biais de deux organisations locales.

Dons au lieu de cadeaux de Noël

En parallèle à son engagement en faveur de la communauté régionale, Sartorius Stedim Biotech contribue également à des œuvres caritatives au plan international comme avec son initiative « Christmas Donations Instead of Gifts » depuis 2014. Au cours de l'exercice considéré, le groupe a fait un don de 50 000 euros à « action medeor », organisation médicale active au niveau mondial, pour soutenir la fourniture de produits de soins d'urgence à une antenne sanitaire mobile dans des zones difficiles d'accès au nord de l'Irak.

Partenariats avec des établissements de recherche et d'enseignement

La promotion de l'excellence par l'éducation et de la communication interdisciplinaire sont les axes majeurs de nos partenariats à long terme avec des établissements de recherche et d'enseignement.

Au siège social du groupe à Aubagne, nous travaillons en collaboration avec plusieurs grandes écoles et universités, dont l'École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules à Bordeaux, afin de soutenir l'éducation et la formation de jeunes ingénieurs en biotechnologie et administration d'entreprise et d'aider les jeunes diplômés à débiter leur carrière professionnelle. Des coopérations étroites ont également été établies avec l'Institut Universitaire de Technologie, Hygiène, Sécurité, Environnement de la Ciotat et avec la Kedge Business School de Marseille.

Parrainage d'événements pour la communauté scientifique

En tant que partenaire des secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech participe régulièrement à des symposiums, congrès et conférences annuelles sur des thèmes comme le développement d'anticorps et de vaccins, les systèmes à usage unique et l'analyse microbiologique. Nous soutenons notamment régulièrement les conférences annuelles internationales et régionales de l'« International Society for Pharmaceutical Engineering » (ISPE), une association indépendante à but non lucratif dédiée à la formation et au partage des connaissances entre salariés à travers l'industrie pharmaceutique mondiale.

Tableau de concordance

Grenelle II – Décret français du 24 avril 2012	Page
Gestion d'entreprise durable	
Politique de développement durable	33, 34
Périmètre du reporting	33
Eléments méthodologiques	33
Attestation relative à l'exhaustivité et la sincérité des informations	50, 51, 52
Informations sociales	
Personnel	
- Effectif total et répartition par zone géographique, fonction, sexe et âge	36, 37
- Embauches et licenciements	39, 40
- Dépenses au titre des rémunérations et des avantages	37
Organisation du travail	
- Organisation du temps de travail	39
- Absentéisme	39, 40
Relations sociales	
- Organisation du dialogue social	34, 41, 47, 48
- Bilan des accords collectifs	41
Santé et sécurité	
- Conditions de santé et de sécurité au travail	40, 41
- Accords signés en matière de santé et de sécurité au travail	41
- Accidents du travail	41
Formation et développement des collaborateurs	
- Politiques mises en œuvre en matière de développement des collaborateurs	37, 38
- Nombre d'heures et coûts des formations	37
Egalité de traitement	
- Egalité entre les femmes et les hommes	35, 39
- Emploi de personnes handicapées	39
- Politique de lutte contre les discriminations	35
Promotion et respect des stipulations des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)	
- Respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective	35, 41
- Elimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession	35
- Elimination du travail forcé ou obligatoire	35
- Abolition du travail des enfants	35
Informations environnementales	
Politique générale en matière environnementale	
- Démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement	41, 42
- Actions de formation des salariés sur l'environnement, la santé et la sécurité	37
- Provisions au titre des risques environnementaux	41
Pollution et gestion des déchets	
- Rejets dans l'air	42, 43
- Mesures de prévention, de recyclage et de réduction des déchets	44, 45
- Nuisances sonores	46
- Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire	45
Utilisation durable des ressources	
- Consommation d'eau	44
- Matières premières et mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation	45
- La consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique	43
- Utilisation des sols	46
Changement climatique	
- Les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société	43
Protection de la biodiversité	
- Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité	46
Informations sociétales	
Impact territorial, économique et social des activités de la société	
- Impact sur l'emploi et le développement régional	47, 48
- Impact sur les populations riveraines ou locales	47, 48
Relations avec les personnes ou les organisations intéressées	
- Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations	34
- Actions de partenariat ou de mécénat	48
Sous-traitants et fournisseurs	
- Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique d'achat du groupe	35
- L'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale	45, 46
Loyauté des pratiques	
- Les actions engagées pour prévenir la corruption	35
- Les mesures prises en faveur de la santé, la sécurité des consommateurs	42
Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme	35

Rapport du commissaire aux comptes – Développement durable

Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de Sartorius Stedim Biotech désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1048¹, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016 (ci-après les « Informations RSE »), présentées dans le rapport de gestion en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du code de commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au Conseil d'administration d'établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l'article R.225-105-1 du code de commerce, présentées conformément aux référentiels utilisés par la société, (ci-après le « Référentiel ») dont un résumé figure dans le rapport de gestion et disponible sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à l'article L.822-11 du code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

- d'attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l'objet, en cas d'omission, d'une explication en application du troisième alinéa de l'article R.225-105 du code de commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;
- d'exprimer une conclusion d'assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre personnes et se sont déroulés entre les mois de novembre 2016 et février 2017 pour une durée d'environ dix semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément à l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention et, concernant l'avis motivé sur la sincérité, à la norme internationale ISAE 3000².

1. Attestation de présence des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons pris connaissance, sur la base d'entretiens avec les responsables des directions concernées, de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l'article R.225-105-1 du code de commerce.

En cas d'absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux dispositions de l'article R.225-105 alinéa 3 du code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l'article L.233-1 et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce avec les limites précisées dans le rapport de gestion dans la partie présentant les Informations RSE.

Conclusion

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une vingtaine d'entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

- d'apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
- de vérifier la mise en place d'un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l'exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l'étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l'importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes³ :

- au niveau de l'entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les indicateurs et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;
- au niveau d'un échantillon représentatif d'entités que nous avons sélectionnées en fonction de leur activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d'une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d'échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L'échantillon ainsi sélectionné représente entre 48% et 91% des indicateurs environnementaux publiés et entre 33% et 35% des indicateurs sociaux publiés.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l'absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d'échantillonnage et tailles d'échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l'utilisation de techniques d'échantillonnage ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d'information et de contrôle interne, le risque de non-détection d'une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

¹⁾ Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr

²⁾ ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information

³⁾ **Indicateurs** : Nombre total de collaborateurs, Nouvelles embauches, Licenciements, Salariés à temps partiel, Nombre d'accidents professionnels, Jours d'absence suite à un accident professionnel, Taux de fréquence, Taux de gravité, Heures de formation, Prestations salariales et salaires et traitements, Consommation d'eau, Eaux usées, Quantité de déchets recyclables, Quantité de déchets non-recyclables évacués, Taux de recyclage, Achat de tonnes de produits chimiques et solvants, Achat de tonnes de polymères, Consommation d'électricité, Consommation de gaz naturel, Consommation de carburants, Quantité totale des émissions de gaz à effet de serre.

Informations qualitatives : Favoriser le dialogue avec nos partenaires, Des critères élevés pour la qualité et la protection de l'environnement, Informations relatives au code de conduite, Valorisation des matières recyclables, Support à l'emploi et au développement régional.

⁴⁾ **Entités audités** : Sartorius Stedim Biotech GmbH, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Sartorius Stedim India Pvt. Ltd.

Neuilly-sur-Seine, le 17 février 2017

L'un des commissaires aux comptes,
Deloitte & Associés

Christophe Perrau

Julien Rivals

Associé

Associé

Développement Durable

Risques et opportunités

Toute activité économique engendre des opportunités et des risques qui doivent être gérés. La compétence avec laquelle ceci est fait permet de déterminer l'évolution future de la valeur actionnariale d'une entreprise. En l'espèce, l'élément central est la détection systématique et la concrétisation d'opportunités ainsi que la capacité à éviter les risques susceptibles de compromettre le succès de l'entreprise.

La gestion des opportunités et des risques de Sartorius Stedim Biotech a pour objectifs d'identifier et d'utiliser de manière systématique les opportunités offertes, ainsi que de reconnaître et évaluer les risques très tôt afin de pouvoir prendre les mesures pour les contrer. L'élimination de tous les risques n'incombe pas à la gestion des risques : notre approche est plutôt de prendre volontairement certains risques pour l'activité de l'entreprise afin de développer des opportunités. Toutefois, l'essentiel dans cet objectif est de maintenir les risques à des limites acceptables et de les contrôler avec la plus grande vigilance. Grâce à des directives appropriées, nous veillons à ce que les évaluations des risques soient prises en considération dès le début dans les processus décisionnels.

Sartorius Stedim Biotech ne dispose pas d'une organisation distincte en charge de l'identification et de la gestion des opportunités et des risques. Au contraire, le groupe préfère faire de cette fonction une composante transversale de la gestion du groupe. Dans ce contexte, la gestion des risques de Sartorius Stedim Biotech est intégrée à l'organisation du groupe Sartorius. Notre organisation de la gestion des risques reflète une organisation matricielle fonctionnelle globale au sein de laquelle les personnes en charge d'un domaine fonctionnel sont chacune responsables de leur propre gestion des opportunités et des risques. Le département financier et contrôle de gestion « Finance & Controlling » est responsable de l'organisation des méthodes de reporting correspondantes, y compris l'évolution du système de gestion des risques du groupe.

Gestion des opportunités

Notre gestion des opportunités se concentre sur l'analyse des marchés cible et environnements sectoriels ainsi que sur l'évaluation des tendances, qui donnent des indicateurs majeurs des opportunités à suivre pour les activités du groupe. L'identification du potentiel de développement dans ce contexte est l'une des fonctions clés des responsables concernés et intervient tout d'abord au plan local plutôt qu'en fonction centralisée. Les fonctions en lien direct avec le marché,

telles que le marketing stratégique et la gestion produits de chaque division, jouent un rôle de premier plan à cet égard. Le département central « Business Development » apporte un soutien supplémentaire à ces fonctions par une action de suivi du marché, d'analyse des données et de mise en œuvre de projets stratégiques.

Dans le cadre d'analyses stratégiques, les membres du Comité exécutif rencontrent régulièrement les directeurs opérationnels et les membres du département « Business development » pour échanger sur les opportunités à court, moyen et long termes des différents pôles d'activités. Les étapes suivantes – hiérarchisation et évaluation des opportunités du point de vue de la gestion des activités, définition des mesures stratégiques et allocation des ressources – interviennent selon un processus décisionnel standardisé appliqué à tout le groupe. Si les opportunités sont par nature à court terme, elles sont prises en considération dans l'élaboration du budget annuel. Les opportunités à moyen et plus long termes font l'objet d'un suivi systématique dans le cadre de la planification stratégique. La gestion des opportunités est une composante permanente du système de gestion de l'entreprise et l'un des axes de discussion des procédés décisionnels mis en place par la direction du groupe.

Les principales opportunités sont présentées ci-dessous. Le cas échéant, des renvois sont faits à la section correspondante du Rapport de gestion du groupe afin d'éviter des redites. La plupart des risques que nous décrivons dans la section consacrée aux risques spécifiques sont autant d'opportunités potentielles si les événements venaient à évoluer dans le sens opposé. Ces opportunités sont donc décrites dans la partie sur les risques et opportunités spécifiques à la fin de ce chapitre.

Opportunités

En tant que fournisseur de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires, Sartorius Stedim Biotech évolue dans des secteurs tournés vers l'avenir et à forte croissance. Les opportunités majeures mises à jour par les diverses tendances de marché et technologiques sont décrites en détail aux sections intitulées « Situation sectorielle » et « Perspectives de développement » aux pages 22 et suivantes ainsi qu'aux pages 63 et suivantes, respectivement.

Selon nos évaluations, le groupe est l'un des leaders mondiaux pour de nombreux sous-segments et catégories de produits. La qualité supérieure de ses produits, la reconnaissance forte de la marque et les relations solidement établies avec sa clientèle offrent à Sartorius Stedim Biotech de solides opportunités pour continuer à développer son leadership sur le marché. Les stratégies correspondantes ainsi que les opportunités et initiatives en matière de croissance qui reposent sur ces dernières sont évoquées à la section relative à la stratégie du groupe, à partir de la page 20.

Une gestion rigoureuse des processus et des coûts donne l'opportunité d'accroître davantage notre rentabilité. Les principaux buts à atteindre visés dans ce domaine sont le développement continu de la chaîne logistique et un effort constant d'optimisation de la production, dont nous faisons la présentation au page 32.

D'autres opportunités sont également évoquées dans le cadre de la présentation des risques et opportunités spécifiques exposés à partir de la page 55.

Gestion des risques

Comme pour la gestion des opportunités, la responsabilité globale du maintien d'un système de gestion des risques efficace assurant une gestion exhaustive et homogène de tous les risques significatifs relève du Comité d'audit. La coordination et le développement de ce système ainsi que le reporting combiné du risque sont de la responsabilité du département « Finance & Controlling » tandis que les domaines fonctionnels particuliers sont en charge de l'identification et du reporting des risques ainsi que de l'évaluation de leur potentiel impact, sans oublier l'adoption de mesures de contournement appropriées.

Le Comité d'audit supervise l'efficacité du système de gestion des risques. De plus, dans le cadre de leur mission de révision des états financiers annuels et des états financiers consolidés, les commissaires aux comptes examinent la capacité du système d'alerte en place à identifier sans délai les risques susceptibles de compromettre l'avenir de l'entreprise.

Système de gestion des risques et reporting

Au cœur du système de gestion des risques figure le manuel de gestion des risques du groupe Sartorius Stedim Biotech, appliqué à toute l'organisation du groupe. Ce manuel regroupe les définitions du cadre, de l'organisation structurelle, des processus, du reporting, du suivi et du contrôle de l'efficacité du système de gestion des risques et se fonde sur le standard COSO internationalement reconnu. Plusieurs autres sources de référence contiennent des informations sur la gestion des risques, notamment les statuts et règles de procédures des sociétés du groupe et autres directives internes.

Le système de reporting des risques à l'échelle du groupe est la pierre angulaire de la communication interne en matière de risque. L'objectif est de permettre de traiter les risques selon un processus structuré et continu et de les documenter conformément aux obligations statutaires et réglementaires. La forte croissance du groupe au cours des dernières années et les demandes concomitantes croissantes émanant des consommateurs et des autorités de régulation exigent de notre part que nous continuions à adapter nos lignes directrices et règles.

Un élément clé de notre communication interne en matière de risques est le reporting à l'échelle de tout le groupe. L'objectif de cette démarche est de permettre un suivi structuré et continu des risques ainsi que de documenter ces derniers conformément aux exigences légales et réglementaires.

Le processus de reporting prescrit dans le cadre des catégories de risques décrites plus loin établit les règles relatives au contrôle continu de la situation des risques et aux informations sur les situations de risques. Les préposés aux domaines fonctionnels au niveau des filiales du groupe examinent et évaluent périodiquement leurs situations de risque respectives. Si de quelconques risques spécifiques sont détectables, ils sont documentés quant à leur évaluation, leur probabilité de survenue et les mesures à prendre pour éliminer ces risques ou atténuer leur impact. En outre, dès lors que ces risques atteignent un niveau défini, ils font l'objet d'un rapport auprès du système de gestion des risques central. Des polices d'assurance appropriées sont conclues afin de réduire toute situation de risque résiduelle, dans la mesure du possible. De nouvelles unités organisationnelles faisant partie des sociétés consolidées du groupe sont intégrées tour à tour dans notre processus de reporting des risques.

Le groupe dispose d'une procédure de reporting d'urgence afin d'assurer la remontée immédiate au Comité d'audit de tous les détails nécessaires en cas d'identification d'un risque substantiel nouveau ou émergent pour l'activité, la situation financière ou les résultats du groupe, estimé à 2,5 millions d'euros ou plus.

Classement des risques

Le premier niveau de gestion des risques se rapporte aux quatre principales catégories de risques définies par Sartorius Stedim Biotech : les risques externes, les risques opérationnels, les risques financiers et les risques liés à la gouvernance d'entreprise.

Le second niveau se rapporte aux sous-catégories, que nous classons dans ces catégories principales, à savoir les risques liés à la chaîne logistique, les risques liés aux ventes, les risques de distribution et les risques qualité.

Nous classons également les risques selon leur niveau d'implication et procédons aussi à une évaluation spécifique avec l'attribution à chaque risque d'une valeur correspondant à son impact maximum au moment de l'analyse du risque. En d'autres mots, nous enregistrons les risques maximums sans en considérer la probabilité ou les effets des mesures d'atténuation du risque.

Aux fins de ce rapport, nous avons évalué la probabilité de survenance des risques tel qu'indiqué ci-dessous et, dans les colonnes suivantes, leur impact individuel sur l'ensemble du groupe.

Probabilité de survenance	
Faible	< 5 %
Moyenne	5 % - 20 %
Élevée	> 20 %

Impact		
En milliers d'euros	Impact sur les résultats *	Impact sur les actifs *
Peu significatif	< 1 000	< 5 000
Significatif	> 1 000	> 5 000

Explication des principaux risques et opportunités

Risques et opportunités d'ordre général et macroéconomique

Risques d'ordre général

En principe, notre capacité à anticiper et atténuer les effets directs et indirects des risques de la vie en général est limitée. Mais nous adoptons des mesures proactives, à chaque fois que cela est possible, afin de garantir une réponse appropriée et dans des délais très courts à tout dommage induit par des tels risques, ou que nous soyons assurés contre ces derniers, parmi lesquels par exemple, les catastrophes naturelles et les dommages associés sur des infrastructures importantes sur le plan commercial et vitales.

Risques liés au cycle économique

Sartorius Stedim Biotech, compte tenu de ses différents métiers, est protégé dans une certaine mesure des nombreux effets des cycles économiques observés à une échelle plus large.

Si l'évolution de la situation économique s'avère plus favorable que prévue, elle peut, à son tour, générer une croissance plus forte.

Risques et opportunités liés à la chaîne logistique

Notre chaîne logistique couvre toutes les étapes des achats aux ventes, en passant par la production et la distribution. Les dysfonctionnements dans ce processus peuvent avoir des conséquences significatives notamment en matière de retards de livraison. Le système de gestion globale de la chaîne logistique instauré à tous les processus de production pour éviter ces dysfonctionnements permet de minimiser les risques par l'analyse et le contrôle de toutes les opérations concernées. La solide organisation internationale du groupe ouvre également un grand nombre d'opportunités. Les différents risques et opportunités pour notre chaîne logistique sont exposés en détails ci-après.

Risques et opportunités liés à l'approvisionnement

Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs pour une part substantielle de nos matières premières, pièces et composants, consommables et services. Nous sommes donc soumis à des risques liés à des problèmes de livraison imprévus et/ou aux augmentations de

prix, ainsi qu'à des seuils minimaux d'achat pouvant donner lieu à une demande d'indemnisation si nous n'atteignons pas les quantités requises.

Au cours des dernières années, nous avons mis en œuvre de puissants outils au sein de notre unité « Materials Management » dans le but de gérer les risques et les matériaux critiques. Ces moyens nous ont permis de répondre aux besoins de nos clients en matière de fiabilité des livraisons et de transparence. Cela peut constituer un avantage concurrentiel.

De plus, nous procédons à des contrôles réguliers de nos fournisseurs et mettons en place des systèmes d'alertes préventifs. Par ailleurs, nous constituons toujours des stocks de sécurité pour les matières premières stratégiques et faisons appel à des sources d'approvisionnement alternatives quand cela est possible.

Les sources d'opportunités concernant les achats pourraient intervenir là où notre croissance nous permet d'accroître les volumes de nos commandes et par là même de renforcer nos positions auprès de nos fournisseurs, en bénéficiant par exemple de réductions tarifaires ou d'un traitement préférentiel comme celui de « client privilégié ». Nous tenons en outre à jour une liste de fournisseurs privilégiés en parallèle, ce qui nous permet de nouer des relations commerciales à long terme avec des fournisseurs clé, et ce dans notre intérêt mutuel.

De plus, la mondialisation accrue de l'ensemble de nos fournisseurs ouvre la perspective de meilleures conditions d'achat et l'élargissement de nos activités d'achat sur les marchés internationaux et nous conduit à identifier des fournisseurs capables d'une expertise de pointe sur certains produits ou techniques, à même de renforcer à terme notre propre compétitivité.

Risques et opportunités liés à la production

Notre compétence technologique de base nous permet de fabriquer nous-mêmes une grande partie de notre gamme de produits et implique une forte intégration verticale. Pour d'autres produits tels que les fermenteurs réutilisables et les bioréacteurs, nous travaillons avec des fournisseurs et transférons de ce fait une partie des risques de production à des tiers. Lorsque nous fabriquons nous-mêmes les produits, nous gérons et répondons aux problématiques de sous-capacité ou surcapacité, arrêts de production, taux de rebut excessifs et niveaux élevés de fonds de roulement immobilisés ainsi que de dépendance à l'égard de sites de production individuels. Nous maîtrisons et réduisons ces risques par une planification minutieuse des capacités de production, l'utilisation de machines à

applications variées, des postes de travail semi-automatiques associés à des horaires de travail flexibles, et également la surveillance en continu des procédés de production. En outre, notre implantation internationale nous permet de faire face à d'éventuels goulets d'étranglement par le transfert de la production d'un site à un autre. Elle nous permet aussi de réduire au minimum notre dépendance à l'égard d'usines de production locales individuelles.

Au-delà de cela, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients de manière à acquérir une meilleure compréhension de leurs besoins et de programmer de manière optimale nos capacités de production.

Nous considérons comme une opportunité le fait que nos investissements dans les infrastructures et ressources de production, entre autres choses, soient capable de répondre avec une grande flexibilité aux exigences de nos clients ainsi qu'aux normes réglementaires eu égard aux concepts de continuité d'activité. En outre, cette approche garantit que chacun de nos sites de production puisse se concentrer sur des techniques de fabrication spécifiques, gagnant de ce fait en efficacité. L'implantation internationale de nos usines nous permet également de tirer parti des économies de coûts proposées par chacun des sites. Par ailleurs, l'amélioration continue de la production, comme la simplification des processus et l'automatisation croissante, contribuent à des gains en efficacité encore plus élevés.

Risques et opportunités liés à la vente et à la distribution

Nous utilisons différents circuits de vente et de distribution pour nos produits à travers le monde. Des risques peuvent survenir en cas de changements imprévus sur la structure des commandes, d'une pression croissante sur les prix ainsi que du non-respect de délais convenus contractuellement avec des clients. Nous nous appuyons sur des analyses de marché ciblées pour identifier l'émergence de tendances dans la demande sur les différents segments le plus tôt possible afin d'avoir le temps de réagir en conséquence. Nos innovations techniques et notre positionnement sur les marchés soumis à une moindre pression des prix, par exemple le marché des produits destinés aux processus de production validés dans l'industrie biopharmaceutique, nous permettent de réduire le risque d'augmentation des prix. Nous avons minimisé notre exposition au risque logistique ces dernières années par la constitution et l'exploitation de stocks centralisés pour optimiser la logistique de distribution.

Dans la vente et la distribution, les risques proviennent de la gamme de nos produits de plus en plus variée que nous proposons à nos clients actuels. Nos relations commerciales, la plupart établies sur le long terme et notre implantation dans le monde entier sont également des sources d'opportunités de ventes. Le projet de renforcement continu de nos ventes directes est aussi un moyen d'optimiser nos perspectives de ventes.

Risques et opportunités liés à la qualité

Nos clients utilisent les produits Sartorius Stedim Biotech pour un grand nombre de procédés de production sensibles, notamment la fabrication de médicaments, de produits alimentaires et de produits chimiques, ainsi que pour les laboratoires de recherche et de développement. Le risque principal sur ces segments est le non-respect des critères de qualité définis. Il pourrait entraîner des préjudices pour nos clients. Nous pourrions avoir à compenser ces préjudices sous forme de demandes de dédommagement. Nous avons des contrôles de qualité rigoureux et avons recours à des procédés et systèmes de production avancés, par exemple la production en salle blanche assure la garantie des critères de qualité les plus élevés de nos produits et répond aux exigences réglementaires les plus strictes. Nos procédés et systèmes de fabrication sont soumis à un contrôle permanent dans le cadre du processus d'amélioration continue et sont optimisés en tenant compte de l'évolution des exigences en vigueur. Les validations obtenues après divers audits effectués chaque année par nos clients, ainsi que les certifications ISO 9001 et ISO 13485, attestent du haut niveau de qualité des produits et des procédés Sartorius Stedim Biotech. Indépendamment de ces autorisations, nous souscrivons un contrat d'assurance responsabilité civile spécifique à tout dommage causé par nos produits. Sartorius Stedim Biotech a mis en place un système de traçabilité avec possibilité de rappeler un lot complet de production très rapidement si nécessaire et de minimiser ainsi les effets préjudiciables en cas de produits défectueux.

Les exigences de qualité sont toujours de plus en plus strictes et l'accroissement des exigences en matière de protection des patients médicaux et de sécurité des produits par les autorités réglementaires n'y est pas étranger. Nous considérons donc cette réalité non pas comme un risque mais comme une opportunité, source de nouvelles perspectives de marché. De plus, pour de nouveaux concurrents potentiels, la pression liée à l'exigence de qualité est une forte barrière à leur entrée sur le marché et lance un défi permanent d'innovation technologique auquel nous répondons activement.

Risques et opportunités liés à la recherche et au développement

Nous investissons de manière substantielle en recherche et développement. Les risques potentiels sont le développement de produits ne correspondant pas aux attentes du marché et ne satisfaisant pas aux exigences des applications, sans oublier le non-respect des délais de développement. Ces risques sont fortement réduits par la mise en place d'une gestion de projet moderne, d'un contrôle intensif et de l'intégration précoce de nos clients aux processus de développement. Les brevets et une veille technologique et concurrentielle permanente protègent notre position technologique et commerciale.

À l'inverse, le domaine de la recherche et du développement offre de nombreuses opportunités. Tout d'abord, la collaboration étroite avec des partenaires classés parmi les leaders mondiaux du marché dans leurs domaines respectifs nous offre l'opportunité de développer conjointement des produits à un niveau d'innovation supérieur. En outre, sur des segments comme ceux de la technologie des membranes et du plastique, ainsi que des capteurs et de la conception de bioprocédés, l'expertise de nos spécialistes en interne nous positionne à l'avant-scène de la recherche et du développement à l'échelle mondiale et nous donne l'occasion de transformer cette maîtrise technique en potentiel de vente et de renforcer encore notre position sur le marché.

Risques et opportunités client

Les principaux clients du groupe Sartorius Stedim Biotech sont des entreprises issues des industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires, des instituts de recherche et des établissements de formation du secteur public. Ce sont pour la plupart des organisations relativement importantes, implantées dans le secteur depuis longtemps et financièrement solides. La structure de notre clientèle est très diversifiée dans la plupart de nos domaines d'activités et permet au groupe dans son ensemble de dépendre relativement peu des grands comptes.

Risques et opportunités concurrentiels

Le groupe Sartorius Stedim Biotech occupe une position dominante sur la plupart de ses marchés. Certains de nos concurrents sont plus importants que nous. La plupart d'entre eux partagent notre envergure internationale. Merck|Millipore et Danaher|Pall figurent parmi eux. En servant un nombre élevé de clients présents dans des secteurs extrêmement réglementés

comme les industries pharmaceutique et alimentaire, ainsi que des barrières technologiques à l'entrée, nous considérons comme faible la probabilité de voir émerger de nouveaux concurrents à court terme. Par ailleurs, notre présence mondiale réduit largement les risques géographiques individuels.

Les variations de l'environnement concurrentiel, notamment la consolidation des marchés, peuvent être la source d'opportunités. Nos secteurs d'activité connaissent un processus d'évolution continu auquel Sartorius Stedim Biotech participe activement. Nous n'avons cessé de procéder à des acquisitions ces dernières années afin de renforcer notre position de marché et d'accéder à de nouvelles synergies.

Risques et opportunités liés aux acquisitions

Par nature, les acquisitions fournissent de nombreuses opportunités, telles qu'une croissance des ventes, le développement de notre portefeuille de produits et de nouveaux marchés. En revanche, l'acquisition et la vente de sociétés ou de participations au sein de sociétés implique un certain nombre de risques typiques, tels que des hypothèses d'évaluation erronées ou l'application insuffisante des synergies anticipées. Pour éviter tout risque de ce genre, nous prenons diverses mesures, telles que la réalisation d'une évaluation approfondie standard des domaines importants et l'analyse complète du marché concerné. Par ailleurs, nous sollicitons le cas échéant des consultants et des experts externes pour les procédures d'acquisition et de vente. Nous accordons une attention particulière à la rédaction des contrats de transaction pour qu'ils écartent de manière adéquate ces risques, notamment avec des clauses sur des caractéristiques spécifiques ou des garanties contractuelles, ou encore des provisions de garantie, ainsi que des contrats liés aux mécanismes d'ajustement des clauses de prix d'achat et de responsabilité. Immédiatement après une procédure d'acquisition, une phase d'intégration est mise en place pour détecter tous risques potentiels aussi tôt que possible et les écarter ou les minimiser en prenant les dispositions appropriées.

Risques et opportunités liés au départ des collaborateurs

En tant que groupe innovant sur le plan technologique, Sartorius Stedim Biotech emploie un grand nombre de salariés hautement qualifiés.

Pour faire face aux risques liés à une potentielle pénurie des spécialistes recherchés, notamment ceux à des postes clés et les départs induits par l'évolution démographique, nous proposons un système de rémunération basé sur la performance, des options de développement professionnel ciblées, d'autres prestations sociales avantageuses, une formation continue et des apprentissages dédiés aux plus jeunes membres de notre organisation, ainsi que des perspectives d'évolution intéressantes.

Le succès de ces choix se mesure ces dernières années par un faible taux de rotation du personnel et par les nombreuses années d'ancienneté accumulées par nos collaborateurs en moyenne. Certains contrats de travail incluent une clause de non-concurrence interdisant le départ vers un concurrent direct.

Les opportunités pour Sartorius Stedim Biotech proviennent principalement de la possibilité qu'a le groupe de qualifier davantage son personnel via ses propres modules de formation, de le fidéliser sur le long terme et réussir ainsi à particulièrement bien couvrir les besoins en personnel qualifié de l'entreprise.

Risques et opportunités sur le plan financier

De par sa présence internationale, l'activité du groupe Sartorius Stedim Biotech est nécessairement soumise à des risques financiers. Les plus notables d'entre eux, en dehors des risques liés à la comptabilité des chiffres du groupe, concernent les risques liés aux taux de change, aux taux d'intérêt et à la liquidité, détaillés ci-après et en annexe des états financiers consolidés. À l'inverse, les risques financiers, tout particulièrement les risques de change et de taux d'intérêt, sont contrebalancés par des opportunités d'une ampleur globalement similaire.

Risques spécifiques liés à l'établissement des comptes consolidés

En dehors des risques typiques généralement inhérents à tout processus comptable, aucun risque spécifique lié à la comptabilité du groupe n'est perceptible. Les erreurs comptables typiques concernent, par exemple, de mauvaises appréciations discrétionnaires dans l'évaluation des actifs et passifs. L'intégration de différents mécanismes de contrôle communs et standardisés dans nos procédures comptables permet d'identifier et de corriger ces erreurs à un stade précoce.

Risques et opportunités liés au taux de change

Comme plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est généré en devises étrangères et les deux tiers en dollars américains ou une devise dépendante du dollar, les effets de change ont une forte incidence, positive ou négative, sur nos activités, notamment lors de la conversion de change des postes du bilan et du compte de résultat. Pour compenser largement le risque général découlant de l'impact de chacune des devises étrangères, nous avons pris un certain nombre de mesures en parallèle de la couverture de change. Notre réseau de production mondial nous permet ainsi de compenser la part considérable des ventes réalisées en devises par des achats eux aussi libellés en devises. Ainsi, nous fabriquons localement une grande partie des produits destinés au marché nord-américain, ce qui nous permet d'être tout aussi compétitifs que nos concurrents américains dans la mesure où ce risque de change général est concerné. Nous surveillons en permanence à la fois les taux de change et notre position nette de change, à savoir le solde du chiffre d'affaires en devises après règlement des coûts de production en devises, même dans une monnaie étrangère. Nous utilisons des instruments financiers dérivés, pour la plupart des opérations au comptant, à terme et des swaps, sur la base de l'exposition nette de change courante et anticipée ainsi que des cours des devises. Dans certains cas, nous utilisons des rachats de fonds ciblés pour optimiser les taux de change. Nous avons pour politique de couvrir notre exposition à hauteur de 70% maximum sur dix-huit mois à l'avance. En raison des taux de change actuellement bas, nous avons élargi les couvertures relatives au dollar américain à 36 mois. La couverture de ce risque est prise en charge par l'une de nos équipes et contrôlée par une autre.

Risques et opportunités liés aux taux d'intérêt

Nous avons conclu des contrats à taux fixe sur une plus petite partie de nos crédits en cours pour éliminer le risque lié au paiement de taux d'intérêt variables. La majorité des instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice sont indexés sur les taux d'intérêt variables du marché. Plus de la moitié de nos lignes de crédits sont actuellement couverts par des swaps de taux d'intérêt donc seul le tiers restant est soumis aux risques et opportunités liés aux taux d'intérêt. Nous suivons l'évolution des taux en permanence ainsi que notre exposition en la matière et procédons le cas échéant à des opérations de couverture supplémentaires dans la mesure où elles nous semblent nécessaires et économiquement justifiées pour certains prêts.

Risques et opportunités de liquidité

La liquidité du groupe Sartorius Stedim Biotech est gérée de manière centralisée afin de minimiser les risques de liquidité et d'optimiser l'allocation dans l'organisation. Aussi, différents types d'instruments financiers à court et long termes sont utilisés dans cette perspective. S'agissant des échéances de nos prêts, nous avons fait de l'approche d'aversion au risque notre politique.

Parallèlement à une ligne de crédit de 300 millions d'euros accordée par Sartorius AG accessible et remboursable à court terme, nous disposons également de lignes de crédit bilatérales de besoin en fonds de roulement pour certaines sociétés du groupe. Par ailleurs, nous utilisons des conventions de trésorerie entre certaines sociétés du groupe comme outil de gestion principal de la liquidité interne au groupe.

Risques réglementaires

En tant que fournisseur de l'industrie biopharmaceutique et intervenant dans le système de la santé, le groupe Sartorius Stedim Biotech est directement affecté par l'environnement de ce secteur d'activité. Une éventuelle politique restrictive de la part des autorités de contrôle (FDA, EMA) sur les accords concernant les nouveaux médicaments constitue le principal risque dans ce domaine. Une telle évolution réduirait le nombre de nouveaux produits pharmaceutiques à mettre sur le marché et par conséquent les perspectives de croissance du groupe Sartorius Stedim Biotech sur le moyen terme.

Risques environnementaux

Le système de management environnemental mis en place par Sartorius Stedim Biotech est applicable et intégré à toutes les divisions. Il porte sur une série complète de réglementations environnementales destinées à réduire les risques dans ce domaine. Ce système de gestion est certifié conformément à la norme ISO 14001 sur les principaux sites de production du groupe. Les unités organisationnelles de l'entité concernée veillent sur site au respect des lois et réglementations en matière de protection environnementale et à l'identification de nouvelles options techniques pour limiter les risques environnementaux de façon permanente.

L'importance croissante des considérations en matière de développement durable dans nombre d'industries constitue une opportunité. C'est la raison pour laquelle cet aspect est fondamental dans notre processus de sélection des fournisseurs s'agissant de l'évaluation du caractère approprié d'une société particulière en tant que partenaire commercial.

Risques et opportunités liés aux systèmes d'information et de communication

Outre les risques déjà mentionnés, le groupe Sartorius Stedim Biotech fait face à des risques potentiels liés aux systèmes d'information et de communication compte tenu de sa forte dépendance à l'égard de ces systèmes. Leur fonctionnement pleinement opérationnel est essentiel au bon déroulement des procédures du groupe. Ces risques sont réduits par l'amélioration et la mise en place continues de nouvelles directives et politiques de sécurité informatique qui se fondent sur la norme ISO 27001 et les normes établies par le « Federal Office for Information Security » en Allemagne (normes BSI). Par ailleurs, nos applications et systèmes informatiques existants sont régulièrement soumis à des audits informatiques internes et externes dans le but de surveiller les risques potentiels et de prendre les mesures qui s'imposent pour les minimiser. Nous veillons à harmoniser en permanence notre stratégie informatique avec notre stratégie commerciale, à assurer le suivi de nouveaux développements techniques et à recourir à du matériel et à des logiciels à la pointe de la technologie pour réduire les risques inhérents à l'exploitation de nos systèmes informatiques. Un nouveau système ERP a été déployé avec succès sur les sites du groupe à l'échelle mondiale. Ce système ERP a été mis en service en Allemagne et en Amérique du Nord ainsi qu'en France, en Belgique et en Tunisie en 2016. Par la mise en œuvre de ce projet informatique, l'accent a notamment été mis sur le contrôle des risques impliqués, notamment par le maintien d'un système de sauvegarde de secours. Le déploiement du nouveau système s'accompagne de toute une série d'opportunités, notamment par des gains d'efficacité ainsi que la standardisation et l'harmonisation des processus de l'entreprise à l'échelle mondiale.

Risque de procédures judiciaires

Les risques de procédures judiciaires à l'encontre de Sartorius Stedim Biotech peuvent émaner de différends ou de procédures administratives en cours ou à venir. L'ensemble des litiges judiciaires ou extrajudiciaires sont pris en charge par les propres avocats et experts juridiques du groupe, qui font appel à des avocats extérieurs si nécessaire.

Il n'existe à ce jour aucun litige ou procédure judiciaire en cours ou envisagé(e) sans couverture en dépenses dans l'état de la situation financière, ou qui pourrait avoir un impact négatif important sur le groupe.

Assurances

Nous avons souscrit des polices d'assurance pour nous couvrir contre un grand nombre de risques comprenant toutes les situations possibles et économiquement recommandées. Ces contrats assurances concernent la responsabilité civile, les dommages aux biens, la perte d'exploitation, le transport, les dommages matériels et pécuniaires, etc., et couvrent les frais de justice. La nature et l'étendue de notre couverture sont régulièrement contrôlées et mises à jour par un service indépendant dédié à ces tâches et travaillant en collaboration avec un courtier externe.

Évaluation de la situation générale des risques encourus et évolution future

Chaque fois que possible, nous avons adopté des contre-mesures et/ou pris des dispositions financières au cours de l'exercice considéré afin de couvrir tous les risques identifiés dans le groupe Sartorius Stedim Biotech, ainsi que ceux assortis d'une probabilité définie de survenance, susceptibles d'avoir une incidence négative sur l'activité, la situation financière ou les résultats du groupe.

Pour les besoins du présent rapport, nous avons analysé la probabilité de survenance des risques comme indiqué ci-dessus et, dans les colonnes adjacentes, nous avons estimé leur impact à l'échelle du groupe.

Catégorie de risque	Probabilité de survenance	Impact
Risques et opportunités d'ordre général et macroéconomique		
Risques liés au cycle économique	Moyenne	Significatif
Risques d'ordre général	Faible	Significatif
Risques et opportunités liés à la chaîne logistique		
Risques et opportunités liés à l'approvisionnement	Faible	Peu significatif
Risques et opportunités liés à la production	Faible	Significatif
Risques et opportunités liés à la vente et à la distribution	Moyenne	Significatif
Risques et opportunités liés à la qualité	Faible	Significatif
Risques et opportunités liés à la recherche et au développement	Faible	Significatif
Risques et opportunités client	Faible	Peu significatif
Risques et opportunités concurrentiels	Faible	Peu significatif
Risques et opportunités liés aux acquisitions	Faible	Significatif
Risques et opportunités liés au départ des collaborateurs	Faible	Peu significatif
Risques et opportunités sur le plan financier		
Risques spécifiques liés à l'établissement des comptes consolidés	Faible	Peu significatif
Risques et opportunités liés au taux de change	Moyenne	Significatif
Risques et opportunités liés aux taux d'intérêt	Moyenne	Significatif
Risques et opportunités de liquidité	Faible	Significatif
Risques réglementaires	Faible	Peu significatif
Risques environnementaux	Faible	Peu significatif
Risques et opportunités liés aux systèmes d'information et de communication	Faible	Significatif
Risque de procédures judiciaires	Faible	Peu significatif

Au terme d'une analyse circonstanciée de la situation générale des risques encourus, nous n'avons pas identifié à ce jour de risques susceptibles de compromettre la poursuite de l'existence de l'entreprise.

De façon similaire, nous ne prévoyons pas non plus à ce jour de risques susceptibles de compromettre l'avenir de l'entreprise.

Perspectives de développement de l'activité

Poursuite de la croissance du secteur pharmaceutique

L'évolution de l'industrie pharmaceutique mondiale est alimentée par de solides tendances à long terme. Les principaux facteurs de croissance sont la croissance démographique constante et le vieillissement de la population, l'amélioration de l'accès à la santé, en particulier dans les pays émergents et en développement, ainsi que le développement de nouveaux médicaments, en particulier ceux destinés à des pathologies aujourd'hui non traitées ou difficiles à traiter. À l'inverse, l'expiration de brevets et les mesures d'austérité freinent les dépenses de santé. Cependant, les analystes de marchés prévoient une croissance globale du secteur pharmaceutique mondial comprise entre 4% et 7% pour la période de 2016 à 2020.

Le marché pharmaceutique des États-Unis, le premier au monde, devrait enregistrer une croissance de l'ordre de 5% à 8% en moyenne sur la période de 2016 à 2020. Cette croissance sera principalement portée par de nouveaux médicaments innovants et l'effet négatif de l'expiration de brevets devrait être relativement modeste. Cette prévision ne tient pas compte des changements qui pourraient avoir lieu à la suite des élections présidentielles américaines en novembre 2016 et de toute modification éventuelle du système de santé américain. La croissance du marché pharmaceutique européen devrait rester modérée au cours des prochaines années, en raison du maintien des mesures d'austérité sur les systèmes de santé de ces pays. Ainsi, la croissance moyenne de cette zone géographique est estimée entre 1% et 4% jusqu'en 2020.

À l'opposé, l'expansion restera nettement supérieure à la moyenne dans les « marchés pharmémergents » (y compris la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie), entre 7% et 10% par an de 2016 à 2020 avec pour moteurs l'évolution démographique, la hausse des investissements

publics dans les dispositifs de santé et l'augmentation des dépenses privées.

La croissance du marché biotechnologique reste supérieure à la moyenne

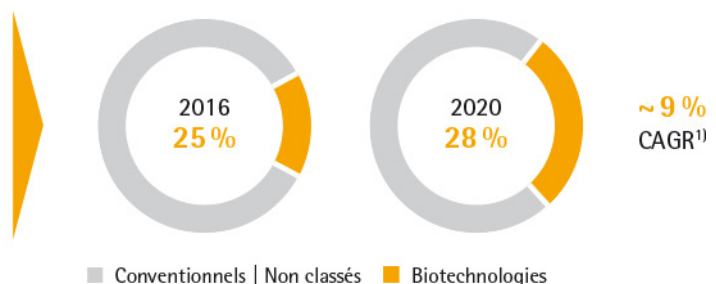
Selon les prévisions des experts, le segment biopharmaceutique du marché pharmaceutique bénéficie d'une croissance très soutenue depuis plusieurs années et devrait continuer à croître plus rapidement que le marché dans son ensemble. Cette croissance sera largement attribuable à la pénétration croissante des produits biopharmaceutiques déjà autorisés et à un élargissement du périmètre de leurs indications. Ce segment d'activité relativement jeune bénéficie d'un large pouvoir d'innovation, comme le montre le portefeuille très fourni de projets de recherche et développement. Dans l'ensemble, environ 40% du pipeline R&D pharmaceutique repose sur des processus de fabrication biologiques.

Le puissant pouvoir d'innovation du secteur biotechnologique, tout particulièrement ces dernières années, se caractérise également par la multiplication des autorisations de nouveaux produits : le nombre de nouveaux médicaments biologiques approuvés aux États-Unis ces cinq dernières années a gagné près de 50% par rapport à la période couvrant 2007 à 2011.

La part de marché des ventes attribuable aux médicaments et vaccins fabriqués à partir de procédés biotechnologiques devrait progresser pour passer d'environ 25% aujourd'hui à environ 28% en 2020. Globalement, selon les estimations des analystes de « Frost & Sullivan », le marché mondial des biotechnologies devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 9% entre 2016 et 2020.

Biopharma : un marché en croissance

- Croissance et vieillissement de la population
- Amélioration de l'accès aux soins de santé
- Pipeline R&D fourni
- Émergence du marché des biosimilaires



¹⁾ Evaluate Pharma : World Preview 2016, Outlook to 2020; juin 2016; CAGR 2014 à 2020

Les biosimilaires, copies biologiques de médicaments, vont prendre une importance croissante au cours des années à venir avec l'arrivée à expiration d'ici 2020 des brevets d'un certain nombre de médicaments fabriqués à partir de procédés biotechnologiques, pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 40 milliards d'euros. Actuellement, plus de 200 entreprises travaillent sur plus de 700 projets de développement de biosimilaires.

Le segment des biosimilaires a connu une progression significative en 2016 avec trois autorisations aux États-Unis même s'il est difficile de prévoir la date précise de lancement des produits sur le marché du fait des contraintes liées à la réglementation, aux brevets et à la commercialisation. La part de marché des biosimilaires est actuellement encore très réduite mais les experts tablent sur une multiplication par quatre du chiffre d'affaires d'ici 2020 pour atteindre 10 milliards de dollars US.

Prévision de croissance modérée du marché mondial des produits de laboratoire

Selon « Frost & Sullivan », la demande mondiale de produits de laboratoire devrait rester stable à 2,8 % en 2017. Le marché important des États-Unis devrait générer une croissance de 3,3 %, en partie sous l'effet de la hausse des budgets du « National Institute of Health ». À l'opposé, les experts tablent sur une hausse de tout juste 1,2 % en Europe compte tenu d'une croissance économique relativement modérée et des incertitudes à la suite du référendum sur le Brexit. Comme auparavant, les observateurs du marché prévoient les taux de croissance les plus élevés dans les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde où le marché des produits de laboratoire devrait enregistrer une progression de l'ordre de 8 % à 9 % en 2017.

Sources : IMS : IMS Health Market Prognosis, mars 2016 ; Global Medicines in Use in 2020, novembre 2015 ; Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics Market, 2013 ; Evaluate Pharma : World Preview 2016, Outlook to 2022, septembre 2016 ; Frost & Sullivan : rapport annuel 2016 : Forecast and Analysis of the Global Market for Laboratory Products, octobre 2016 ; www.fda.gov ; FDA-Approves-Third-Biosimilar-in-US-First-for-Amgens-Blockbuster-Enbrel, www.raps.org.

Perspectives de développement

Les perspectives de l'exercice 2017 incluent les risques et opportunités décrits dans ce rapport. En tant que fournisseur de l'industrie biopharmaceutique, l'évolution de nos activités suit généralement des tendances stables à long terme. Ainsi, la conjoncture économique a moins d'impact sur le groupe que par exemple les décisions des autorités réglementaires, sur les autorisations relatives aux médicaments ou à leur utilisation.

Partant de l'hypothèse selon laquelle les tendances actuelles concernant Sartorius Stedim Biotech ont bien été anticipées, nous attendons une nouvelle hausse conséquente du chiffre d'affaires en 2017. Ainsi, nous prévoyons une augmentation du chiffre d'affaires de 8 % à 12 % environ à taux de change constant, comparée à la solide performance de l'exercice précédent. La direction anticipe une hausse de la marge d'EBITDA courant d'environ 0,5 point de pourcentage à taux de change constant (2015 : 27,5 %).

Compte tenu du dynamisme continu de sa croissance organique, Sartorius Stedim Biotech a déjà commencé, en 2016, à investir dans ses capacités de production plus tôt et de façon plus importante qu'initialement prévu. En 2017, nous prévoyons ainsi un ratio de dépenses d'investissement entre 10 % et 13 %. L'accent sera mis sur l'expansion de notre usine de Yauco afin de développer les capacités de production des poches et filtres à usage unique, ainsi que des membranes sur le site de Goettingen.

Concernant notre situation financière, nous anticipons d'ici la fin 2017 une amélioration du ratio endettement net|EBITDA courant par rapport au niveau de 0,2 enregistré pour l'exercice 2016, hors effet d'acquisitions potentielles.

Rapport de gestion de la société mère Sartorius Stedim Biotech S.A. au 31 décembre 2016

Comptes sociaux

Sartorius Stedim Biotech S.A. est la société mère du groupe. La société Sartorius Stedim Biotech S.A. est une holding mixte. La société assure la gestion des titres du groupe et du parc immobilier des entités françaises.

En 2016, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'élève à 1 843 millions d'euros contre 1 593 millions d'euros en 2015 ; le résultat d'exploitation ressort à -3 613 millions d'euros contre -3 307 millions d'euros en 2015. Le résultat financier est de 53 394 millions d'euros contre 33 286 millions d'euros en 2015.

Enfin, le résultat net 2016 est de 54 324 millions d'euros contre 29 312 millions d'euros en 2015.

Affectation du résultat

L'Assemblée générale proposera d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54 324 057 euros. à savoir :

- À la réserve légale : 306 881 euros
- Soit un solde de : 54 017 176 euros
- Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de 11 981 550 euros
- Ce qui constitue un bénéfice distribuable de 65 998 726 euros
- Seront distribués à titre de dividendes 38 713 209 euros
- Soit un solde 27 285 517 euros.

Ce solde de 27 285 517 euros est en totalité versé au compte « Report à nouveau ».

Dividendes des trois derniers exercices (information à jour au 1er janvier 2017)

Le tableau ci-dessous reprend, depuis 2013, le montant du dividende par action mis en distribution, ainsi que le régime fiscal qui lui est applicable :

Exercice clos le	Revenus éligibles ou non-éligibles à l'abattement	
	Dividendes en €	Autres revenus distribués
31 déc. 2015	30 734 476	0
31 déc. 2014	19 967 009	0
31 déc. 2013	18 412 315	0

Proposition de dividende au titre de l'exercice 2016

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 4 avril 2017 de fixer le dividende net à 0,42 euros par action au titre de l'exercice 2016 contre 2,00 euros au titre de 2015.

Les dividendes sont distribués aux actionnaires proportionnellement à la quotité du capital détenue par chacun d'eux.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 11 avril 2017.

Politique de distribution des dividendes

L'entreprise suit une politique de distribution de dividendes liée, d'une part aux profits du groupe sur l'année concernée, et d'autre part à l'évolution prévisible du groupe et de sa rentabilité.

L'Assemblée générale du 5 avril 2016 a voté un dividende net de 2,00 euro par action. La mise en paiement du dividende a été réalisée le 15 avril 2016.

Les dividendes et acomptes sur dividendes mis en paiement et non réclamés, se prescrivent par période de cinq ans au profit de l'Etat, à compter de leur date de mise en paiement (article 2277 du Code civil).

Éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique

En application de l'article L. 225-100-3 du Code de commerce, un élément est susceptible d'avoir une incidence en cas d'offre publique : le premier actionnaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. détient un pourcentage significatif de son capital et de ses droits de vote.

Capital de Sartorius Stedim Biotech S.A.

Capital social au 31 décembre 2016

Le montant du capital social au 31 décembre 2016 s'élève à dix-huit millions quatre cent trente six mille cent quatre vingt mille cent quatre vingt dix actions (92 180 190) d'un montant unitaire de vingt centimes d'euros (0,20€) toutes intégralement souscrites et libérées (titre I, article 6 des statuts) ayant toutes droit au dividende de l'exercice 2016, hormis les titres détenus par la société.

Date	Nature de l'opération	Nominal des actions	Augmentation du capital	Prime d'émission ou d'apport	Nombre d'actions créées	Nombre d'actions après opération	Montant du capital après l'opération
1 ^{er} semestre 2011	Levée d'options de souscription d'actions	0,61	6 100,0	134 400,0	10 000	17 023 448	10 384 303,6
2 ^{ème} semestre 2011	Levée d'options de souscription d'actions	0,61	1 525,0	72 250,0	2 500,0	17 025 948	10 385 828,6
1 ^{er} semestre 2012	Levée d'options de souscription d'actions	0,61	5 098,0	173 446,0	8 358,0	17 034 306	10 390 926,6
2 ^{ème} semestre 2012	Levée d'options de souscription d'actions	0,61	4 270,0	202 300,0	7 000,0	17 041 306	10 395 196,6
Année 2013	Levée d'options de souscription d'actions	0,61	610,0	8 620,0	1 000,0	17 042 306	10 395 806,6
Année 2014	Levée d'options de souscription d'actions	0,61	9 541,6	134 834,0	15 642,0	17 057 948	10 405 348,2
Année 2014	Réduction de capital : annulation des titres auto-détenus	0,61	- 1 036 213,1		- 1 698 710,0	15 359 238	9 369 135,1
Année 2014	Augmentation du capital : modification de la valeur nominale	1,00	5 990 102,8			15 359 238	15 359 238,0
Année 2015	Levée d'options de souscription d'actions	1,00	8 000,0	174 880,0	8 000,0	15 367 238	15 367 238,0
Année 2016	Réduction de capital : annulation des titres auto-détenus	1,00	- 1 642 095,0		- 1 642 095,0	13 725 143	13 725 143,0
Année 2016	Augmentation de capital : actions nouvelles créées	1,00	1 638 222,0		1 638 222,0	15 363 365	15 363 365,0
Année 2016	Augmentation du capital : modification de la valeur nominale	0,20	3 072 673,0		3 072 673,0	92 180 190	18 436 038,0

Situation de l'actionnariat Sartorius Stedim Biotech S.A. au 31 décembre 2016

Evolution de la répartition de l'actionnariat de Sartorius Stedim Biotech S.A.

Actionnaires	Actions	Droits de vote
Plus de 50 %	Sartorius AG	Sartorius AG
Plus de 10 % mais moins de 50 %	Néant	Néant
Plus de 5 % mais moins de 10 %	Néant	Néant

Sur les trois dernières années, le capital social de Sartorius Stedim Biotech S.A. se répartissait comme suit :

Actionnaires	31 décembre 2014			31 décembre 2015			31 décembre 2016		
	Nombre d'actions	% du capital	% droits de vote	Nombre d'actions	% du capital	% droits de vote	Nombre d'actions	% du capital	% droits de vote
Sartorius AG	9 770 178	63,6 %	72,6 %	9 770 178	63,6 %	72,4 %	68 450 400	74,3 %	84,5 %
Droits de vote simples									
Droits de vote doubles	9 770 178	63,6 %	72,6 %	9 770 178	63,6 %	72,4 %	68 450 400	74,3 %	84,5 %
VL Finance ^(a)	1 642 095	10,7 %	12,2 %	1 642 095	10,7 %	12,2 %			
Droits de vote simples									
Droits de vote doubles	1 642 095	10,7 %	12,2 %	1 642 095	10,7 %	12,2 %			
Total du groupe Sartorius	11 412 273	74,3 %	84,8 %	11 412 273	74,3 %	84,6 %	68 450 400	74,3 %	84,5 %
Titres auto-détenus									
Salariés et actionnaires divers									
Public	3 946 965	25,7 %	15,2 %	3 954 965	25,7 %	15,4 %	23 729 790	25,7 %	15,5 %
Droits de vote simples	3 736 229	24,3 %	13,9 %	3 744 229	24,4 %	13,9 %	22 439 112	24,3 %	13,9 %
Droits de vote doubles	183 150	1,2 %	1,4 %	212 925	1,4 %	1,6 %	1 290 678	1,4 %	1,6 %
Total du capital social	15 359 238	100,0 %	100,0 %	15 367 238	100,0 %	100,0 %	92 180 190	100,0 %	100,0 %

(a) Appartenant à Sartorius AG depuis l'acquisition inversée entre Sartorius et Stedim

Franchissement de seuil

Aucun franchissement de seuil n'a été constaté au cours de l'exercice social écoulé.

	Actions	% Capital	Droits de vote	% Droits de vote
VL Finance	1 642 095	10,69	3 284 190	12,17
Sartorius AG	9 770 178	63,61	19 540 356	72,39
Total Sartorius AG	11 412 273	74,30	22 824 546	84,56

Contrôle de l'entreprise au 31 décembre 2016

La société Sartorius AG détient directement ou indirectement 74,3 % du capital et 84,5 % des droits de vote nets.

Actionnariat du personnel

Néant

Actions propres détenues par Sartorius Stedim Biotech S.A.

Néant.

Capital non libéré

Néant.

Capital autorisé non émis

Néant.

Titres non représentatifs du capital

Néant.

Délégations consenties par l'Assemblée générale au Conseil d'administration en cours de validité

DÉLÉGATIONS CONSENTIES EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Délégations de compétence

Objet - Durée	Plafond	Utilisation en 2016
Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	2 400 000€ (correspondant au plafond global du montant nominal maximum de l'augmentation de capital) 2 000 000€ (correspondant au plafond global du montant nominal maximum des titres de créance)	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		
Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires - dans le cadre d'offres au public	S'impute sur le plafond global de 2 400 000€ (augmentation de capital) et sur le plafond global de 2 000 000€ (titres de créance)	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		
Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires - dans le cadre de placements privés visés à l'article L. 411 - 2 II du Code monétaire et financier	S'impute sur le plafond global de 2 400 000€ (augmentation de capital) et sur le plafond global de 2 000 000€ (titres de créance)	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		
Augmentation du nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	15 % de l'émission initiale. S'impute sur le plafond global de 2 400 000€ (augmentation de capital)	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		
Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social en rémunération d'apports en nature portant sur des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	10 % du capital social. Montant nominal de 2 000 000€ au titre de l'émission de titres de créances. S'impute sur le plafond global de 2 400 000€ (augmentation de capital) et sur le plafond global de 2 000 000€ (titres de créance)	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		
Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise	2 400 000€ (correspondant au plafond du montant nominal maximum de l'augmentation de capital) ; il s'agit d'un plafond autonome	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		
Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d'épargne.	2 400 000€ (correspondant au plafond du montant nominal maximum de l'augmentation de capital) ; il s'agit d'un plafond autonome	Néant
Validité : 26 mois à compter du 05/04/2016		

Autres titres donnant accès au capital

Néant

Stock-options

Néant

Dilution du capital

Néant

Options de souscription d'actions consenties à chaque mandataire social et options levées par ces derniers au cours de l'exercice 2016

Néant.

Options de souscription d'actions consenties aux dix premiers salariés non-mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers au cours de l'exercice 2016

Néant.

Levées d'options durant l'exercice

Toutes les options ayant été exercées, au cours de l'année 2015, les plans de stock-options sont arrivés à leur terme.

En €	2015	2014	2013	2012	2011
Dividende de l'exercice par action	2,00	1,30	1,20	1,10	1,00
Nombre d'actions	15 367 238	15 359 238	15 343 596	15 342 596	15 327 238
Dividende corrigé par action¹⁾	2,00	1,30	1,20	1,10	1,00

¹⁾ Ramené au nombre d'actions au 31 décembre 2015

Mandataires sociaux

Les informations relatives aux mandataires sociaux de Sartorius Stedim Biotech S.A., ainsi que la liste des mandats qu'ils exercent ou qu'ils ont exercés au cours des cinq dernières années, sont portées dans le rapport sur la gouvernance d'entreprise.

Jetons de présence versés aux administrateurs

Les jetons de présence versés sont calculés annuellement. Le mode de calcul des jetons de présence reste inchangé. Ils sont calculés comme suit.

Plan de souscription d'actions

Les plans de stock-options sont détaillés dans le tableau ci-dessous. La délégation octroyée au Conseil d'administration pour la mise en place d'un nouveau plan de stock-options est arrivée à expiration. Le Conseil d'administration n'a plus de délégation pour la mise en place d'un nouveau plan.

Bons de souscription d'actions

Il n'existe pas de bons de souscription d'actions sur Sartorius Stedim Biotech S.A.

Nantissement des actions

Les actions de Sartorius Stedim Biotech S.A. ne font l'objet d'aucun nantissement.

Nantissement d'actifs

Néant.

Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le montant et la répartition sont fixés par le Conseil d'administration suivant les critères suivants, dans les limites fixées par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires :

– Chaque membre du Conseil d'administration recevra une rémunération fixe de 25 000 euros par an, qui devra être payée après l'approbation des comptes annuels par l'Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. Le président du Conseil d'administration reçoit le double de ce montant. De plus, les membres du Conseil d'administration perce-

vront des jetons de présence pour 1 200 euros à chaque réunion du Conseil d'administration à laquelle ils participeront et se verront rembourser leurs dépenses, en plus de leur rémunération annuelle.

Pour sa participation à un quelconque Comité, chaque administrateur recevra une somme forfaitaire de 4 000 euros par année en complément de la somme de 1 200 euros au titre de sa présence à chaque réunion. Lorsqu'un administrateur exerce la fonction de président d'un Comité, il percevra une rémunération forfaitaire différente, à savoir 8 000 euros pour chaque année complète de présidence, en complément des montants relatifs à sa présence à chaque réunion. La rémunération pour les travaux effectués dans le cadre d'un Comité sera due dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent ci-dessus.

– Toute TVA est remboursée par la société, tant que les membres du Conseil d'administration sont en droit de facturer séparément la société pour ladite TVA, et que cette faculté est exercée.

– Les paragraphes ci-dessus ne trouvent pas à s'appliquer aux membres du Conseil d'administration qui disposent également d'une fonction de direction au sein de la société. Les membres exécutifs du Conseil d'administration ne percevront donc aucune rémunération au titre de leur fonction d'administrateur.

Le montant total des jetons de présence alloué au titre de l'exercice 2016 aux administrateurs est de 284 400 euros.

Avantages accordés à l'équipe de direction

		Salaires de base fixes en milliers €	Prime annuelle en milliers €	Prime sur objectifs à long terme en milliers €	Autres en milliers €	Stock-options en milliers €	Indemnités de départ en milliers €	Jetons de présence en milliers €
Total 2015	6 715,0	1 826,0	1 294,0	3 542,0	53,0	0,0	0,0	0,0
Total 2016	5 765,0	2 020,0	1 260,0	2 432,0	53,0	0,0	0,0	0,0
Joachim Kreuzburg ¹⁾ 2015	3 841,0	726,0	436,0	2 664,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Joachim Kreuzburg ¹⁾ 2016	3 196,3	800,0	418,0	1 963,3	15,0	0,0	0,0	0,0
Volker Niebel ¹⁾ 2015	716,0	330,0	297,0	78,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Volker Niebel ¹⁾ 2016	732,0	360,0	290,0	71,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Oscar-Werner Reif ¹⁾ 2015	713,0	330,0	297,0	78,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Oscar-Werner Reif ¹⁾ 2016	729,0	360,0	290,0	71,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Reinhard Vogt ¹⁾ 2015	1 445,0	440,0	264,0	722,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Reinhard Vogt ¹⁾ 2016	1 107,7	500,0	262,0	326,7	19,0	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Pour de plus amples informations, merci de vous référer au chapitre Gouvernance d'entreprise (pages 75 à 109).

Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes de Sartorius Stedim Biotech S.A. sont :

- KPMG S.A., représenté par John Evans. Suppléant : Salustro Reydel.
- Deloitte & Associés, représenté par Christophe Perrau. Suppléant : BEAS.

Conventions et engagements réglementés

1. Convention règlementée :

La société a décidé de régulariser les conventions réglementées suivantes notamment la Convention de prestations de services entre la société et Sartorius AG

La société proposera donc au Conseil d'Administration en date du 16 février 2017 puis aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech S.A du 4 avril 2017 prochain d'approuver, les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce régulièrement autorisées par le Conseil d'administration notamment ladite convention et les facturations y afférentes pour le passé et de formaliser puis de signer pour l'avenir une convention entre la société et Sartorius AG.

Cette convention contient les modalités suivantes :

1. Nature : convention de prestations de services d'assistance opérationnelles et administratifs

2. Objet : formalisation des refacturations desdits services entre la société et sa société mère.

3. Montants :

Pour M. Joachim Kreuzburg :

Année 2015: 794 671 €

Année 2016: 701 905 €

Année 2017: 725 331 €

Pour M. Reinhard Vogt :

Année 2015: 558 134 €

Année 2016: 530 251 €

Année 2017: 554 160 €

2. Engagements réglementés concernant M. Joachim Kreuzburg

Certains engagements ont été identifiés comme des engagements réglementés. Ces derniers ont été souscrits par Sartorius AG conformément à la politique globale des rémunérations au sein du Groupe et sont refacturés à la société à hauteur de 20 % de leur montant, à l'exception de l'indemnité de départ prématuré qui demeure à la charge de Sartorius AG.

Ces engagements souscrits par notre société mère allemande sont conformes au droit allemand.

Indemnité de départ prématuré

Conformément, à la législation Allemande. Le contrat de M. Joachim Kreuzburg prévoit une indemnité de rupture de contrat. Cette clause est applicable en cas de départ effectif d'un membre Executif du Conseil de Surveillance de Sartorius AG.

En cas de départ prématuré de M. Joachim Kreuzburg de ses fonctions de membre exécutif du Conseil de Surveillance de Sartorius AG, le montant de l'indemnité de départ due sera plafonné à un montant correspondant à deux années de rémunération (soit rémunération fixe en sus de la rémunération variable).

Clause de non-concurrence

Durant les deux années suivants la cessation totale de ses fonctions dans le groupe, M. Joachim Kreuzburg sera soumis au respect d'une clause de non-concurrence assortie d'une indemnité égale à la moitié de sa dernière rémunération annuelle (soit rémunération fixe en sus de la rémunération variable).

Engagements de retraites

M. Joachim Kreuzburg bénéficie d'un régime supplémentaire de retraite répondant aux exigences du droit allemand.

Les principes et les modalités des indemnités précitées sont détaillées de manière exhaustive dans la section du rapport sur les rémunérations de ce document de référence.

Délais de paiement fournisseurs

Au 31 décembre 2016, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 927 560 euros et était constitué de :

- 97 % de factures payables à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture,
- 3 % de factures payables à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
- À cette même date, le solde comprenait 20 % de dettes échues.

Au 31 décembre 2015, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 1 145 428 euros et était constitué de :

- 89 % de factures payables à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture,
- 11 % de factures payables à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
- À cette même date, le solde comprenait 1 % de dettes échues.

Résultat des cinq derniers exercices de la société mère Sartorius Stedim Biotech S.A.

en milliers €	2012	2013	2014	2015	2016
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 395	10 396	15 359	15 367	18 436
Nombre d'actions existantes	17 041 306	17 042 306	15 359 238	15 367 238	92 180 190
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	81 942	1 501	1 465	1 593	1 843
Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations-reprises sur amortissements et provisions	26 218	21 180	25 967	29 343	59 635
Impôts sur les bénéfices	678	292	468	- 653	4 543
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultat net	26 198	20 875	24 845	29 312	54 324
Dividendes versés ou proposition de distribution	15 327	16 878	18 412	19 967	30 734
Résultats par action					
Résultat après impôt et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,58	1,26	1,66	1,95	0,60
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1,54	1,22	1,62	1,91	0,59
Dividende attribué à chaque action	1,00	1,10	1,20	1,30	0,33
Personnel					
Nombre de salariés	388	0	0	0	0
Montant de la masse salariale	14 171	0	0	0	0
Montant des sommes versées au titre des charges sociales	7 969	0	0	0	0