



sartorius stedim
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech
Rapport financier semestriel de janvier à juin 2014

2014

Chiffres clés du premier semestre 2014

en milliers €	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variance en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises des commandes	338,4	311,5	8,7	10,7
Chiffre d'affaires	324,1	292,6	10,8	12,7
- Europe ¹⁾	159,2	146,0	9,1	8,5
- Amérique du Nord ¹⁾	90,8	73,1	24,2	28,6
- Asie Pacifique ¹⁾	64,1	60,1	6,7	12,1
- Autres marchés ¹⁾	10,0	13,4	-25,1	-25,1
EBITDA courant ²⁾	73,8	67,4	9,5	
Marge d'EBITDA courant ²⁾ en %	22,8	23,0		
EBITA ²⁾³⁾	62,5	57,4	9,0	
Marge d'EBITA ²⁾³⁾ en %	19,3	19,6		
Résultat net ²⁾⁴⁾	40,7	38,0	7,1	
Résultat net par action en € ²⁾⁴⁾	2,65	2,47	7,1	

Chiffres clés du second trimestre 2014

en milliers €	2 ^{ème} trimestre 2014 en millions €	2 ^{ème} trimestre 2013 en millions €	Variance en %	Variation en % (à taux de change constant)
Prises des commandes	163,2	142,1	14,8	16,7
Chiffre d'affaires	170,2	154,6	10,1	11,9
- Europe ¹⁾	81,1	77,3	4,9	4,3
- Amérique du Nord ¹⁾	49,1	39,9	22,9	27,7
- Asie Pacifique ¹⁾	34,5	31,5	9,5	14,0
- Autres marchés ¹⁾	5,6	5,9	-5,4	-5,3
EBITDA courant ²⁾	40,5	38,6	4,8	
Marge d'EBITDA courant ²⁾ en %	23,8	25,0		
EBITA ²⁾³⁾	34,6	33,4	3,6	
Marge d'EBITA ²⁾³⁾ en %	20,4	21,6		
Résultat net ²⁾⁴⁾	22,6	22,4	0,8	
Résultat net par action en € ²⁾⁴⁾	1,47	1,46	0,8	

¹⁾ Selon la localisation des clients

²⁾ Courant | retraité (corrigé des éléments non récurrents)

³⁾ Le poste « Amortissement » fait référence aux seuls amortissements constatés sur les actifs incorporels dans des regroupements d'entreprises, en application de la norme IFRS 3

⁴⁾ Résultat net retraité après participations ne donnant pas de contrôle et hors Amortissements et ajustements pour juste valeur des instruments de couverture

Environnement macroéconomique et situation sectorielle

Environnement macroéconomique

La croissance économique mondiale a poursuivi son rebond au premier trimestre 2014 (données les plus récentes) et a enregistré une progression globale de 2,1 % selon les informations de l'OCDE. Cette amélioration de la dynamique économique a été particulièrement soutenue par l'évolution positive des pays industrialisés.

La croissance de la zone euro s'est accélérée au premier trimestre, en hausse de 1,4 %. Cette reprise a été principalement observée en Grande-Bretagne (+3,1 %) et en Allemagne (+2,3 %). De son côté la France, deuxième économie de la zone euro, a gagné 0,8 %. Les économies grecque et italienne ont poursuivi leur mouvement de contraction, avec respectivement -1,1 % et -0,5 %.

La croissance de l'économie américaine, établie à 2,3 %, a été supérieure à celle du même trimestre de l'année précédente (1,3 % au premier trimestre 2013). Cette hausse a été principalement soutenue par les dépenses de consommation des ménages.

Selon l'OCDE, le développement des pays des marchés émergents a ralenti début 2014 par rapport à l'année précédente. La croissance économique chinoise s'est ainsi établie à 7,4 % contre 7,7 % au premier trimestre 2013. Le cycle à la baisse de plusieurs secteurs a été l'un des freins de l'expansion économique.

Au premier trimestre, l'économie japonaise a enregistré un gain élevé de 2,7 %, principalement attribuable à la forte augmentation des investissements et des dépenses de consommation des ménages, ce avant la hausse de la taxe sur la consommation prévue pour le 1er avril.

Les risques géopolitiques, tels que ceux associés à la crise en Ukraine, ont progressé dans l'ensemble ; ils n'ont toutefois pas eu d'influence significative sur la période considérée. La parité euro | dollar américain à 1,37 au 30 juin 2014 est restée inchangée depuis la clôture de l'exercice précédent. Au cours de la période considérée, le taux d'intérêt moyen au niveau mondial est resté à un taux historiquement bas.

Sources : OCDE : Comptes nationaux trimestriels, mai 2014 ; Eurostat : Bulletin d'estimations pour le premier trimestre 2014, mai 2014.

Situation sectorielle

Les clients de Sartorius Stedim Biotech sont principalement issus de l'industrie biopharmaceutique, et l'activité du groupe peut ainsi être influencée par cette industrie.

Selon l'institut international d'étude de marchés « IMS Health », le marché pharmaceutique international a progressé de 3 % à 4 % au cours de l'année qui vient de s'écouler et enregistrera une hausse d'environ 4 % en 2014. Les pays émergents devraient apporter à cette croissance une contribution au-dessus de la moyenne.

Sur le marché pharmaceutique, le segment de la biotechnologie reste celui qui peut afficher une anticipation de croissance plus que proportionnelle, en raison de la mise sur le marché de nombreux nouveaux produits biopharmaceutiques et du développement des indications de médicaments déjà disponibles. Par conséquent, les experts estiment que la part du chiffre d'affaires générée par les médicaments issus de processus de production biotechnologiques a doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre environ 23 % en 2014. Sur la même période, la part des produits biologiques du classement des 100 premiers médicaments est passée de 17 % à 39 %.

Les processus de production biotechnologiques sont plus complexes et jusqu'à présent également plus onéreux que les processus chimiques traditionnels. C'est pourquoi les industriels et fournisseurs ne cessent de travailler à l'amélioration du rendement et de l'efficacité de ces processus de production par la mise à disposition de solutions d'ingénierie plus efficaces. Les produits à usage unique offrent une plus grande flexibilité et jouent un rôle déterminant dans cet effort car ils réduisent considérablement les coûts de production, d'environ 15 % à 40 %.

Au cours de l'exercice 2014, de nombreuses nouvelles alliances et acquisitions ont de nouveau modelé l'univers pharmaceutique international. Ces opérations ont pour principal objectif d'accélérer le développement de nouveaux médicaments, d'ouvrir de nouveaux champs d'activité ou de renforcer des positions de marché.

Dans l'ensemble, la consolidation permanente du secteur pharmaceutique peut avoir un impact sur certains fournisseurs. Les structures d'achat des entreprises

fusionnées peuvent par exemple être revues et le nombre de fournisseurs réduit. Les fournisseurs dotés d'un portefeuille de produits stratégiques, d'une expertise forte en matière d'applications, d'une présence mondiale et d'un excellent historique sont en position particulièrement favorable.

Sources : IMS : L'utilisation des médicaments au niveau mondial: Prévisions à 2017, novembre 2013 ; EvaluatePharma : Prévisions mondiales 2018 , septembre 2013.

Évolution des activités du groupe et perspectives

- Forte progression des prises de commandes et du chiffre d'affaires
- Une croissance du résultat légèrement freinée par les effets de change ; l'EBITDA courant reste en hausse de 9,5 %
- Perspectives du groupe confirmées et précisées

Prise de commandes et chiffre d'affaires

Au premier semestre 2014, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance forte de ses prises de commandes, de son chiffre d'affaires et de son résultat. En prenant en compte les chiffres élevés du premier semestre de l'exercice précédent, les prises de commandes ont progressé de 10,7 % (à taux de change constant) passant de 311,5 millions d'euros à 338,4 millions d'euros (taux de change réel : +8,7 %).

Le chiffre d'affaires augmente de 12,7 % à taux de change constant pour atteindre 324,1 millions d'euros (taux de change réel : +10,8 %). Le début de la consolidation de TAP Biosystems, l'activité des milieux de cultures cellulaires et AIPure Technologies ont contribué ensemble à hauteur d'environ dix points de pourcentage à cette croissance du chiffre d'affaires. Ces activités récemment acquises ont enregistré une évolution positive au cours de la période considérée, conforme aux prévisions. La croissance organique a été essentiellement alimentée par une activité soutenue dans le domaine des produits à usage unique.

Toutes les zones géographiques ont contribué à cette bonne performance de l'activité. L'Amérique du Nord affiche la croissance la plus dynamique avec une hausse de 28,6 %, essentiellement attribuable aux récentes acquisitions.

Évolution des résultats

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA courant (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents) comme principal indicateur de rentabilité. Par ailleurs, nous indiquons l'EBITA corrigé des éléments non récurrents (l'EBITA retraité). Les amortissements dans ce cas précis se rapportent exclusivement à l'allocation du prix d'acquisition des immobilisations incorporelles, tel que spécifié dans la norme IFRS 3.

Au premier semestre 2014, le groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté son EBITDA courant de 9,5 % soit 73,8 millions d'euros. La marge d'EBITDA courant, influencée par les mix produits ressort à 22,8 % contre 23,0 % l'exercice précédent.

L'EBITA retraité a atteint 62,5 millions d'euros (marge d'EBITA retraité : 19,3 %), en progression de 9,0 % par rapport à 57,4 millions d'euros pour l'exercice précédent (marge d'EBITA retraité : 19,6 %). Les éléments non récurrents de la période considérée se sont élevés à -2,2 millions d'euros contre -0,6 million d'euros au premier semestre 2013. Ces éléments concernent principalement les coûts d'intégration de TAP Biosystems et divers autres projets transversaux. Après prise en compte de tous les éléments non récurrents, des amortissements et dépréciations, l'EBIT consolidé a augmenté passant de 52,4 millions d'euros à 55,0 millions d'euros. La marge d'EBIT du groupe s'est établie à 17,0 % contre 17,9 % l'année précédente et est le reflet d'une augmentation des amortissements en raison d'investissements significatifs ces dernières années.

Le résultat net correspondant attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech pour la période considérée se chiffre à un total de 40,7 millions d'euros (S1 2013 : 38,0 millions d'euros). Ce chiffre est calculé après retraitement des éléments non récurrents, hors effet Amortissement et ajustements de valeur des instruments de couverture, ainsi que des taux d'impôt correspondants pour chacun de ces éléments. Le résultat net retraité par action ressort à 2,65 euros contre 2,47 euros l'année précédente.

Personnel

Au 30 juin 2014, Sartorius Stedim Biotech employait 3 628 personnes dans le monde. Par rapport au 31 décembre 2013, l'effectif a augmenté de 144 salariés, soit 4,1 %. D'un point de vue géographique, les embauches ont été essentiellement concentrées en Europe (64 collaborateurs) et en Amérique du Nord (60 collaborateurs).

Patrimoine et situation financière

Flux de trésorerie

Au premier semestre 2014, le groupe Sartorius Stedim Biotech a bénéficié d'une hausse sensible de son flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle et a atteint 39,8 millions d'euros contre 19,6 millions d'euros l'exercice précédent. Ce gain est principalement attribuable à la hausse plus modérée des fonds mobilisés dans le fonds de roulement net par rapport à l'exercice précédent.

Comme prévu, le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement s'est établi à -16,3 millions d'euros, en hausse par rapport au chiffre de l'exercice précédent de -14,2 millions d'euros.

Les activités d'acquisition pendant la période considérée ont représenté -4,3 millions d'euros correspondant à l'achat d'une participation majoritaire dans AllPure Technologies LLC. Le chiffre de l'exercice précédent, de -14,9 millions d'euros, était lié à l'acquisition de l'activité milieux de cultures cellulaires.

Par conséquent, le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement et d'acquisitions s'établit à -20,6 millions d'euros contre -29,1 millions d'euros au premier semestre 2013. Ainsi, le groupe Sartorius Stedim Biotech a intégralement financé ses investissements à partir des flux de trésorerie opérationnelle.

État de la situation financière consolidé

Au 30 juin 2014, le total bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en hausse par rapport au bilan arrêté le 31 décembre 2013. Il est passé de 871,2 millions d'euros à 908,1 millions d'euros. Cette hausse s'explique principalement par l'accroissement saisonnier du besoin en fonds de roulement et par les investissements consacrés aux immobilisations.

Les fonds propres ont augmenté, passant de 481,8 millions d'euros au 31 décembre 2013 à 492,5 millions d'euros au 30 juin 2014. À 54,2 %, le ratio capitaux propres | total bilan se maintient à un niveau confortable (31 décembre 2013 : 55,3 %).

Au 30 juin 2014, l'endettement brut s'inscrit, à 175,0 millions d'euros, en hausse par rapport aux 165,6 millions d'euros constatés au 31 décembre 2013. Outre l'accroissement saisonnier du besoin en fonds de

roulement, ce chiffre reflète le versement de dividendes pour 18,4 millions d'euros (contre 16,9 millions d'euros l'année précédente). L'endettement net a atteint 132,1 millions d'euros contre 130,0 millions d'euros au 31 décembre 2013.

Le ratio endettement net | capitaux propres reste inchangé à 0,3.

Le ratio endettement net | EBITDA courant des douze derniers mois a légèrement diminué, passant de 1,0 au 31 décembre 2013 à 0,9 au 30 juin 2014. Le ratio de couverture des intérêts (rapport EBITDA courant | charges financières nettes des douze derniers mois) reste également à un niveau confortable, à 21,4 (contre 25,9 au 31 décembre 2013).

Opportunités et risques

Les opportunités et risques du groupe Sartorius Stedim Biotech n'ont pas connu de changement significatif depuis la publication de son Document de Référence 2013. Nous vous invitons donc à vous reporter à la description détaillée des opportunités et risques et du système de gestion des risques du groupe Sartorius Stedim Biotech, disponibles aux pages 50 et suivantes du Document de Référence 2013.

Prévisions

Prévisions macroéconomiques

Les prévisions les plus récentes du Fonds Monétaire International (FMI) continuent à anticiper une croissance économique mondiale de 3,6 % pour l'année en cours. Au niveau mondial, l'activité des entreprises dans le monde devrait poursuivre sa reprise par rapport au chiffre de 3,0 % enregistré il y a un an.

Le développement économique américain sera supérieur aux prévisions annoncées par le FMI en octobre 2013, avec une projection de croissance de 2,8 %, soutenue par des exportations fortes et une hausse des stocks sous l'effet de la demande. Si l'évolution soutenue de l'économie de la zone euro, tout particulièrement en Allemagne et au Royaume-Uni, a contribué à un léger relèvement des prévisions de croissance pour 2014 à 1,2 %, le FMI anticipe actuellement une progression de 4,9 % pour les économies des marchés émergents et en développement (prévision d'octobre : + 5,1 %).

Selon les prévisions du FMI, le Japon va enregistrer une croissance de son PIB de 1,0 %, contre 1,2 % l'année dernière.

L'environnement financier des taux d'intérêt et de change n'a pas connu de changement significatif depuis les informations communiquées dans notre Document de Référence 2013.

Prévisions sectorielles

Les tendances décrites aux pages 57 à 60 de notre Document de Référence 2013 restent inchangées quant à leurs impacts sur l'évolution du groupe Sartorius Stedim Biotech.

Une croissance globale de l'ordre de 3 % à 6 % est ainsi anticipée pour le secteur pharmaceutique mondial pour

la période 2012 à 2017. Sur le segment biopharmaceutique, les observateurs du marché projettent un taux de croissance annuel moyen compris entre 6 % et 8 % compte tenu de la pénétration croissante des produits biopharmaceutiques mis sur le marché, du développement des indications d'utilisation et des nombreux projets de recherche et développement dans ce secteur d'activité.

Sources : FMI : Perspectives économiques mondiales, avril 2014 ; IMS : L'utilisation des médicaments au niveau mondial: Prévisions à 2017, novembre 2013 ; Evaluate Pharma : Retour à la croissance, juin 2013 ; Chemical week : Prévisions 2014 : Anticipations, avril 2014 ; Frost & Sullivan : 2014 Rapport à la mi-année, avril 2014.

Évaluation et perspectives pour 2014

Sur la base de la performance soutenue de ses activités au premier semestre, le groupe Sartorius Stedim Biotech a confirmé et précisé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice comme suit.

Le chiffre d'affaires à taux de change constant devrait désormais atteindre le haut des objectifs de croissance de 11 % à 14 %. La marge d'EBITDA courant attendue pour l'exercice reste inchangée aux alentours de 23,5 % hors prise en compte des effets de change.

En 2014, le groupe Sartorius Stedim Biotech prévoit encore d'investir environ 6 % à 8 % de son chiffre d'affaires pour étendre ses capacités de production, parmi d'autres projets.

Concernant sa situation financière, le groupe maintient ses prévisions pour la fin 2014 : si les objectifs précédemment définis sont atteints, le ratio endettement net | EBITDA courant finira légèrement en baisse hors prise en compte de tout éventuel changement dans le portefeuille.

Événements significatifs

Le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis la start-up américaine AllPure Technologies LLC pour un montant de 6 millions de dollars. Se référer au chapitre spécifique sur cette acquisition en page 16.

Pas d'autres événements significatifs au cours du 1er semestre 2014.

Etat du résultat net

	2 ^{ème} trimestre 2014 en millions €	2 ^{ème} trimestre 2013 en millions €	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €
Chiffre d'affaires	170,2	154,6	324,1	292,6
Coût des ventes	- 84,7	- 73,7	- 160,8	- 143,0
Marge brute	85,5	80,9	163,4	149,6
Frais commerciaux et de distribution	- 35,6	- 33,5	- 70,6	- 64,8
Frais de recherche et développement	- 9,3	- 8,4	- 19,6	- 17,0
Frais généraux	- 9,3	- 7,8	- 18,8	- 15,7
Autres produits et charges opérationnelles	- 0,8	- 0,5	0,6	0,3
Résultat opérationnel (EBIT)	30,5	30,6	55,0	52,4
Produits financiers	0,1	0,5	0,2	1,1
Charges financières	- 2,6	- 1,6	- 5,3	- 3,8
Résultat financier	- 2,5	- 1,0	- 5,1	- 2,7
Résultat avant impôts	27,9	29,6	49,9	49,6
Impôts différés : produit (+) charge (-)	0,8	- 1,1	1,5	- 0,9
Charge d'impôts	- 9,9	- 7,3	- 16,9	- 13,5
Impôts	- 9,1	- 8,4	- 15,5	- 14,4
Résultat net de la période	18,9	21,2	34,5	35,2
Attribuable à :				
Résultat net : Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	18,7	20,6	34,3	34,3
Résultat net : Participations ne donnant pas le contrôle	0,1	0,6	0,2	0,9
Résultat net par action (€)	1,22	1,34	2,23	2,24
Résultat net dilué par action (€)	1,22	1,34	2,23	2,23

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

	2 ^{ème} trimestre 2014 en millions €	2 ^{ème} trimestre 2013 en millions €	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €
Résultat net de la période	18,9	21,2	34,5	35,2
Gains (pertes) nets sur couvertures de change	- 1,7	2,0	- 3,1	1,3
Impact de l'impôt sur les couvertures de change	0,5	- 0,6	0,9	- 0,4
Investissement dans une entité étrangère	- 0,5	0,8	- 0,5	- 0,3
Impact de l'impôt sur l'investissement dans une entité étrangère	0,0	- 0,2	0,0	0,1
Écarts de conversion	2,9	- 3,5	3,5	- 1,3
Impacts d'impôt sur les éléments qui seront probablement reclassés en profit/perte	0,5	- 0,8	0,9	- 0,3
Éléments qui seront probablement reclassés en profit/perte	1,3	- 1,6	0,9	- 0,6
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	0,0	0,0	0,0
Impacts d'impôt sur les éléments qui ne seront pas reclassés en profit/perte	0,0	0,0	0,0	0,0
Éléments qui ne seront pas reclassés en profit/perte	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des produits et charges comptabilisées directement en capitaux propres	1,3	- 1,6	0,9	- 0,6
Résultat global	20,1	19,7	35,3	34,7
Part du groupe Sartorius Stedim Biotech	19,8	19,2	35,0	33,9
Participations ne donnant pas le contrôle	0,4	0,5	0,4	0,7

État de la situation financière

Actif	30 juin 2014 en millions €	31 déc. 2013 en millions €
Actifs non courants		
Goodwill	307,1	303,0
Immobilisations incorporelles	122,4	122,6
Immobilisations corporelles	179,5	175,9
Actifs financiers	1,5	1,3
Actifs d'impôts différés	10,0	9,4
Autres actifs	0,6	0,6
	621,1	612,7
Actifs courants		
Stocks	105,9	92,2
Créances clients	114,8	107,6
Autres actifs financiers	7,5	9,6
Actifs d'impôts exigibles	7,5	8,1
Autres actifs	8,4	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43,0	35,6
	287,0	258,5
Total actif	908,1	871,2
Passif	30 juin 2014 en millions €	31 déc. 2013 en millions €
Capitaux propres		
Attribuable aux Actionnaires de SSB	487,8	478,3
Capital social	10,4	10,4
Réserves	278,8	278,8
Bénéfices non distribués et autres réserves	198,6	189,2
Participations ne donnant pas le contrôle	4,7	3,5
	492,5	481,8
Passifs non-courants		
Obligations au titre des prestations de retraite	23,6	22,6
Autres provisions	3,0	3,0
Emprunts et autres passifs financiers	138,7	137,2
Autres passifs financiers	46,0	37,3
Passifs d'impôts différés	33,2	34,9
	244,5	235,0
Passifs courants		
Provisions	4,3	5,0
Dettes fournisseurs	72,7	62,8
Emprunts et autres passifs financiers	36,4	28,4
Autres passifs financiers	36,2	41,1
Passifs d'impôts exigibles	9,2	4,5
Autres passifs	12,3	12,6
	171,1	154,4
Total capitaux propres et passif	908,1	871,2

Tableau de flux de trésorerie

	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat avant impôts	49,9	49,6
Résultat financier	5,1	2,7
Résultat opérationnel (EBIT)	55,0	52,4
Amortissement Dépréciation des immobilisations	16,7	14,4
Augmentation diminution des provisions	- 0,6	0,1
Impôts décaissés	- 11,6	- 12,9
Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	59,5	54,0
Augmentation diminution des créances	- 8,5	- 19,7
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 12,5	- 5,2
Augmentation diminution des dettes	1,3	- 9,5
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	39,8	19,6
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Investissements	- 20,7	- 14,3
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,7	0,2
Autres paiements	3,7	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales	- 16,3	- 14,2
Paiements pour acquisitions de filiales consolidées et de nouvelles activités : montant net de la trésorerie acquise	- 4,3	- 14,9
Produits de cessions de filiales consolidées et d'activité	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 20,6	- 29,1
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,0	0,0
Intérêts reçus	0,2	0,2
Intérêts payés et autres charges financières	- 2,7	- 1,9
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA	- 18,4	- 16,9
- aux participations ne donnant pas le contrôle	- 0,4	- 0,3
Flux brut de trésorerie lié aux opérations de financement	- 21,3	- 19,0
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0
Remboursements (-) Souscriptions (+) d'emprunts	9,0	26,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	- 12,3	7,8
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	6,9	- 1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	35,6	27,8
Incidences nettes des variations de cours des devises	0,5	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	43,0	27,5

Etat de variation des capitaux Propres

En millions €	Capital social	Réserves	Réserves sur opérations de couverture	Réserves pour retraites	Réserves non distribuées	Réserves de conversion	Capitaux propres part du groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
Solde au 1^{er} janv. 2013	10,4	278,8	- 1,3	- 5,2	148,3	1,3	432,3	2,7	435,0
Résultat net de la période			0,0	0,0	34,3	0,0	34,3	0,9	35,2
Total des produits et charges comptabilisées directement en capitaux propres	0,0	0,0	0,9	0,0	- 0,2	- 1,1	- 0,4	- 0,2	- 0,6
Résultat global	0,0	0,0	0,9	0,0	34,1	- 1,1	33,9	0,7	34,7
Stock options	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendes					- 16,9	0,0	- 16,9	- 0,3	- 17,2
Autres variations					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde au 30 juin 2013	10,4	278,8	- 0,4	- 5,2	165,5	0,2	449,3	3,1	452,5
Solde au 1^{er} janv. 2014	10,4	278,8	0,2	- 4,4	199,0	- 5,7	478,3	3,5	481,8
Résultat net de la période			0,0	0,0	34,3	0,0	34,3	0,2	34,5
Total des produits et charges comptabilisées directement en capitaux propres	0,0	0,0	- 2,2	0,0	- 0,5	3,3	0,7	0,2	0,9
Résultat global	0,0	0,0	- 2,2	0,0	33,8	3,3	35,0	0,4	35,3
Stock options	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Dividendes					- 18,4		- 18,4	- 0,4	- 18,8
Passif relatif au prix d'acquisition - participations ne donnant pas le contrôle					- 7,0		- 7,0	0,0	- 7,0
Variation des participations ne donnant pas le contrôle					0,0		0,0	1,2	1,2
Autres variations					0,0		0,0	0,0	0,0
Solde au 30 juin 2014	10,4	278,8	- 1,9	- 4,4	207,3	- 2,3	487,8	4,7	492,5

Secteurs opérationnels

La structure du management et le système de reporting financier interne de Sartorius Stedim Biotech sont basés sur une approche en tant que « Fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients. En conséquence, un seul secteur opérationnel a été identifié par Sartorius Stedim Biotech : l'activité « Biopharma ».

L'indicateur « EBITDA courant » (résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non-récurrents), est l'indicateur

clé utilisé en interne pour mesurer le résultat du secteur opérationnel.

Par conséquent, les impôts et les charges | produits financiers ne sont pas inclus dans la mesure du résultat (profit ou perte) du secteur opérationnel.

Les principes de comptabilité et d'évaluation pour le secteur opérationnel correspondent aux principes comptables généraux appliqués par le groupe.

Information sectorielle par activité

En millions €	Biopharma Groupe		
	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variation
Chiffre d'affaires	324,1	292,6	11%
EBITDA courant	73,8	67,4	10%
- en % du chiffre d'affaires	22,8%	23,0%	
EBIT	55,0	52,4	5%
- en % du chiffre d'affaires	17,0%	17,9%	
Effectifs au 30 juin	3 628	3 156	15%

Tableau de réconciliation du Compte de Résultat pour les secteurs opérationnels

En millions €	1 ^{er} semestre 2014	1 ^{er} semestre 2013
EBITDA courant du secteur opérationnel	73,8	67,4
Dépréciation et amortissement	- 16,7	- 14,4
Eléments non-récurrents	- 2,2	- 0,6
EBIT	55,0	52,4
Résultat financier	- 5,1	- 2,7
Profit avant impôt	49,9	49,6

Informations complémentaires par région

En millions €	Europe			Amérique du Nord		
	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variation	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variation
Chiffre d'affaires	159,2	146,0	9%	90,8	73,1	24%
- en % du total	49,1%	49,9%		28,0%	25,0%	
Effectifs au 30 juin	2 351	2 068	14%	583	432	35%

En millions €	Asie Pacifique			Autres marchés			Groupe		
	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variation	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variation	1 ^{er} semestre 2014 en millions €	1 ^{er} semestre 2013 en millions €	Variation
Chiffre d'affaires	64,1	60,1	7%	10,0	13,4	- 25%	324,1	292,6	11%
- en % du total	19,8%	20,5%		3,1%	4,6%		100,0%	100,0%	
Effectifs au 30 juin	492	457	8%	202	199	2%	3 628	3 156	15%

Note aux états financiers intermédiaires

Présentation du groupe

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de pointe destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie pharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, de la purification, du stockage des fluides ainsi que des technologies de de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech permet à l'industrie biopharmaceutique dans le monde entier de développer et fabriquer des médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité. Avec une forte concentration sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique de son secteur. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces conformément à sa philosophie « Turning science into solutions ».

Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0000053266) et a son siège social à Aubagne en France.

Le Conseil d'administration du 17 juillet 2014 a arrêté les états financiers consolidés condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1^{er} janvier 2014 au 30 juin 2014.

Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2014 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « information financière intermédiaire », norme du référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne. S'agissant de comptes condensés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés annuels du groupe Sartorius Stedim Biotech pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2014 et disponibles sur le site :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm.

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, à l'exception de l'adoption des nouvelles normes et interprétations suivantes d'application obligatoire pour le groupe au 30 juin 2014 :

Norme	Titre
IFRS 10	Etats financiers consolidés
IFRS 11	Partenariats
IFRS 12	Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités
Amendements à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12	Modalités de transition
Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27	Entités d'investissement
IAS 27R	Etats financiers individuels
IAS 28R	Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises
Amendements à IAS 32	Instruments financiers : Présentation - Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers
Amendements à IAS 36	Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers
Amendements à IAS 39	Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture

Les normes applicables depuis le 1er janvier 2014 n'ont pas entraîné de changement significatif sur les modalités d'évaluation et de présentation des comptes.

Le groupe n'a pas anticipé les normes et interprétations adoptées ou en attente d'adoption par la Commission européenne mais dont l'application n'est pas obligatoire au 30 juin 2014.

Le processus de détermination par le groupe Sartorius Stedim Biotech des impacts potentiels sur les comptes consolidés du groupe est en cours. et le groupe n'anticipe pas, à ce stade de l'analyse, d'impact significatif sur ses comptes consolidés.

Le Document de Référence 2013 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 114. La société AllPure Technologies LLC est entrée dans le périmètre de consolidation en 2014 (Pourcentage de détention de 50,01% ; méthode de l'intégration globale).

Pour la détermination de l'impôt société, le groupe a appliqué la norme IAS 34.30 c) qui prévoit de retenir le

taux moyen effectif attendu pour l'exercice, appliqué au résultat de la période (29%).

Acquisition de la société AllPure Technologies LLC

En date du 25 Avril, 2014, le groupe Sartorius Stedim Biotech a acquis 50,01% de la start-up américaine AllPure Technologies LLC pour un montant de 6 millions de dollars. L'entreprise, située à New Oxford, Pennsylvanie, (Etats-Unis), est active sur le marché depuis quatre ans ; en 2013, le chiffre d'affaires a atteint un montant de 3 millions de dollars et l'entreprise compte 25 employés. AllPure est spécialisée dans la solution à usage unique pour les applications biopharmaceutiques et complète le portefeuille du groupe dans le domaine des solutions bioprocess.

Le solde des actions des anciens actionnaires sera transféré au groupe Sartorius Stedim Biotech au plus tard en 2022. La date exacte et le montant de cet achat sont liés à la performance future de l'entreprise acquise. La dette relative à ce solde est reconnue sur la base de la valeur actualisée des paiements futurs attendus et est présentée comme un passif financier d'un montant de 7,1 millions d'euros. La contrepartie de ce passif financier est comptabilisée en capitaux propres conformément au principe « present access method »

L'affectation provisoire du coût d'acquisition est la suivante:

	Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions €
Immobilisations incorporelles et corporelles	2,1
Stocks	0,5
Créances clients et autres actifs	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Provisions et autres passifs	- 0,5
Actif net acquis	2,4
Pourcentage d'acquisition (50,01%)	1,2
Prix d'acquisition	4,3
Goodwill	3,1
Participations ne donnant pas le contrôle	1,2

Le goodwill comptabilisé représente les actifs qui n'ont pas été identifiés et reconnus séparément, mais qui vont également générer des avantages économiques pour le groupe. En particulier, sont attendus l'expansion du portefeuille du groupe et sa position renforcée sur le marché biopharmaceutique ainsi que les syner-

gies résultant du regroupement. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a choisi de reconnaître le montant attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle à la hauteur de la quote-part des actifs nets identifiables sans goodwill (Méthode du goodwill partiel).

Les impôts différés n'ont pas été reconnus lors de la consolidation initiale en raison de la structure de la transaction. Pour les exercices futurs, des impôts différés passifs résultant de différences temporaires taxables seront comptabilisés parce que le montant total de l'écart d'acquisition est déductible sur le plan local.

La prise en compte de la société dans le périmètre de consolidation à partir du 1er Janvier n'aurait pas eu un impact significatif sur les chiffres du groupe en raison du faible volume d'affaires de cette activité. Depuis la date d'acquisition de l'entreprise, celle-ci n'a pas contribué de façon importante aux résultats du groupe.

Le coût de la transaction s'élève à 0,2 million d'euros et a été comptabilisé dans les autres charges

Parties liées

Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Elle détient directement ou indirectement (via VL Finance, filiale à 100 %) 74 % des actions et 85 % des droits de vote (après déduction des actions autodétenues dans le cadre du programme de rachat d'actions). Le flottant est de 26 %.

Les transactions entre Sartorius Stedim Biotech S.A. et ses filiales ont été éliminées lors de la consolidation et ne sont pas mentionnées dans les présentes annexes aux états financiers.

Plusieurs contrats de services et de sous-location ont été signés entre les sociétés du groupe Sartorius (principalement la division Produits de laboratoires Et Services) et celles du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces contrats, basés sur des conditions normales, comprennent une sous-location pour l'espace de bureau et les fonctions administratives centrales comme la comptabilité et le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines et l'informatique. À ce titre, les sociétés en question refacturent les loyers, salaires et charges sociales et tous les autres frais (honoraires de conseils par exemple) ainsi qu'une rémunération de leurs prestations, proportionnelle au bénéfice.

Le contrat le plus important a été passé entre Sartorius Stedim Biotech GmbH Allemagne et Sartorius Corporate Administration GmbH Allemagne, filiale à 100 % de

Sartorius AG. Cette société fournit de manière indépendante l'ensemble des fonctions de services et d'administration centrales à Sartorius Stedim Biotech GmbH ainsi qu'à Sartorius AG.

Impairment test

Au 30 juin 2014, nous n'avons pas identifié d'indice de pertes de valeur qui nécessite la mise en place d'impairment test sur le goodwill et sur les actifs à durée de vie indéfinie.

Mesure de la performance

A compter de l'exercice 2013, le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'indicateur « EBITDA courant » comme indicateur clé pour mesurer la performance. L'indicateur « EBITDA » correspond au résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. : L'indicateur « EBITDA courant » correspond à l'indicateur EBITDA corrigé des éléments non-récurrents) sur la période concernée.

Programme de rachats d'actions

L'Assemblée générale du 19 avril 2010 a autorisé la société Sartorius Stedim Biotech S.A. à mettre en place un programme de rachat de ses propres actions pour une période maximale de 18 mois, soit jusqu'au 19 octobre 2011.

Au 30 juin 2014, le nombre de titres détenus n'a pas changé depuis le 31 décembre 2011, à savoir la société Sartorius Stedim Biotech S.A. a racheté 1 698 710 actions pour un montant de 61,3 millions d'euros.

Instruments financiers

Le tableau suivant compare la valeur comptable des actifs et passifs financiers pour chaque catégorie d'instruments financiers à leur juste valeur :

	Catégorie selon IAS 39	30 Juin 2014 Valeur comptable en millions €	30 Juin 2014 Juste valeur en millions €	31 Décembre 2013 Valeur comptable en millions €	31 Décembre 2013 Juste valeur en millions €
Créances clients	prêts et créances	114,8	114,8	107,6	107,6
Investissements dans les sociétés non consolidées	Disponible à la vente	1,5	1,5	1,3	1,3
Autres actifs financiers	prêts et créances	6,9	6,9	6,7	6,7
Instrument financiers dérivés	détenus à des fins d'échange	0,0	0,0	0,0	0,0
Instrument financiers dérivés	Instrument de couverture	0,5	0,5	2,9	2,9
Autres actifs financiers		9,0	9,0	10,9	10,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	prêts et créances	43,0	43,0	35,6	35,6
Emprunts & autres passifs financiers	passifs financiers évalués au coût amorti	156,5	157,5	147,0	147,7
Dettes de location-financement	IFRS 7	18,5	19,5	18,6	18,3
Emprunts & autres passifs financiers		175,0	177,0	165,6	165,9
Fournisseurs et comptes rattachés	passifs financiers évalués au coût amorti	51,3	51,3	48,1	48,1
Fournisseurs et comptes rattachés	non soumis à la norme IFRS 7	21,3	21,3	14,7	14,7
Fournisseurs et comptes rattachés		72,7	72,7	62,8	62,8
Instrument financiers dérivés	détenus à des fins d'échange	0,1	0,1	0,0	0,0
Instrument financiers dérivés	Instrument de couverture	3,4	3,4	2,7	2,7
Autres passifs financiers	passifs financiers évalués au coût amorti	55,5	58,4	61,5	67,4
Autres passifs financiers	non soumis à la norme IFRS 7	16,2	16,2	14,3	14,3
Passif lié à l'acquisition de la société AllPure	IFRS 7	7,1	7,1	0,0	0,0
Autres passifs		82,2	85,2	78,5	84,4

Les justes valeurs des instruments financiers ont été déterminées sur la base des informations de marché disponibles à la date du bilan et doivent être alloués à l'un des trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur conformément à la norme IFRS 7.

Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calculés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. Pour le niveau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base des paramètres obtenus à partir de données observables sur les marchés ou sur la base des prix du marché pour des instruments similaires. Pour le niveau 3, les instruments financiers sont calculés sur la base de paramètres non observables sur les marchés.

Pour les investissements de capitaux propres évalués à leur coût d'acquisition (principalement les participations dans des filiales non consolidées), il n'est pas possible de déterminer la juste valeur de manière fiable en raison de l'absence de marchés actifs. Il est

supposé que la valeur comptable corresponde à la juste valeur à la date du bilan.

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à la date du bilan sont des dérivés sous forme de contrats à terme et des swaps de taux d'intérêt. L'évaluation a été faite sur la base des taux de change cotés sur les marchés des devises et des courbes de taux d'intérêt disponibles en prenant en compte le risque de contrepartie (niveau 2).

Le calcul de la juste valeur des passifs financiers au coût amorti (en particulier les prêts aux banques) et les passifs de location-financement est basé sur un calcul effectué en fonction de la courbe du marché des taux d'intérêt - méthode à coupon zéro - en considérant, à titre indicatif, les "spreads" de taux de crédit attendus (niveau 3).

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers se rapprochent de leur valeur comptable en raison de leur échéance principalement à court terme.

Autres informations

Lors de la période considérée, Sartorius Stedim Biotech S.A. a distribué un dividende de 18,4 millions d'euros.

Niveau de vérification des auditeurs :

- 31 décembre 2013 : audités
- comptes semestriels : revue limitée
- comptes trimestriels : non audités

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Sartorius Stedim Biotech, relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2014, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme de référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Marseille, le 22 juillet 2014

Les Commissaires aux Comptes

Ernst & Young Audit

Deloitte & Associés

Xavier Senent

Christophe Perrau

Information sur le rapport semestriel

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

J'atteste, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont, à ma connaissance, établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité, figurant aux pages 2 à 18, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.



Joachim Kreuzburg
Directeur Général du
Groupe Sartorius Stedim Biotech

Contacts

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques
C.S. 91051
13781 Aubagne Cedex, France

Tél. +33.442.84.56.00
Fax +33.442.84 56.19
www.sartorius-stedim.com

Service communication du groupe

Petra Kirchhoff
Vice-présidente
Tél. +49.551.308 1686
petra.kirchhoff@sartorius.com

Relations investisseurs

Andreas Theisen
Direction
Tél. +49.551.308 1668
andreas.theisen@sartorius.com

Svenja Schildknecht
Tél. +49.551.308 3232
svenja.schildknecht@sartorius.com

Calendrier financier

11 Septembre 2014

Sartorius « Capital Markets Day », Goettingen |
Allemagne

21 Octobre 2014

Information trimestrielle janvier à septembre 2014

Janvier 2015

Publication des données financières estimées pour
l'exercice 2014

7 Avril 2015

Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne

Avril 2015

Information trimestrielle janvier à mars 2015

Les données financières prévisionnelles présentent des risques.

Le présent rapport semestriel contient des données financières concernant la performance future du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données financières sont réalistes, nous ne pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peut amener les résultats de la société à diverger significativement des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée.

Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.