



sartorius stedim
biotech

Groupe Sartorius Stedim Biotech

Information financière trimestrielle janvier à mars 2010



Évolution des activités et perspectives

- Nouvelle progression des prises de commande et du chiffre d'affaires et hausse de la rentabilité plus que proportionnelle
- Une surface financière solide
- Confirmation des perspectives positives pour 2010

Prises de commandes et chiffre d'affaires

Le volume de commandes du Groupe Sartorius Stedim Biotech a progressé de 5,5 % de janvier à mars 2010, passant de 104,7 millions d'euros en 2009 à 110,5 millions d'euros ; soit une hausse de 6,5 % à taux de change constant. Conformément aux attentes, l'activité Équipement bénéficie d'un regain de demande en bioréacteurs et fermenteurs, principalement en Asie | Pacifique. En progression de 3,5 % au cours du premier trimestre 2010, le chiffre d'affaires du Groupe Sartorius Stedim Biotech est passé de 96,8 millions d'euros à 100,2 millions d'euros ; soit une hausse de 4,7 % à taux de change constant. Cette croissance a été essentiellement tirée par la région Asie | Pacifique mais également par l'Amérique du Nord, tandis que le développement en Europe est plus limité.

Chiffres clés

En millions €	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	100,2	96,8	+3,5	+4,7
- Europe ¹⁾	56,6	57,0	-0,7	-0,9
- Amérique du Nord ¹⁾	25,3	23,7	+6,5	+12,9
- Asie Pacifique ¹⁾	14,7	12,1	+21,1	+19,2
- Autres marchés ¹⁾	3,6	4,0	-9,1	-9,1
EBITA ²⁾³⁾	14,7	12,9	+13,8	
Marge EBITA ²⁾	14,6	13,3		
Résultat net ²⁾⁴⁾	9,0	6,7	+33,2	
Résultat net par action en € ²⁾³⁾	0,53	0,39	+33,2	

¹⁾ Selon la localisation des clients

²⁾ Retraité

³⁾ Pour plus d'information se référer à la note 1) de la page 6

⁴⁾ Hors amortissements

Évolution des résultats

En hausse, le résultat d'exploitation (EBITA retraité = résultat corrigé des charges exceptionnelles, avant intérêts, impôts et amortissement) est passé de 12,9 millions d'euros à 14,7 millions d'euros. La marge d'EBITA s'est donc améliorée de 13,3 % à 14,6 %, essentiellement sous l'influence des économies d'échelle résultant de la hausse du chiffre d'affaires. Les charges exceptionnelles se sont établies au premier trimestre à 0,3 millions d'euros (2009 : 0,3 millions d'euros).

En intégrant l'ensemble des charges exceptionnelles, l'EBITA du Groupe ressort à 14,3 millions d'euros (contre 12,6 millions en 2009) et la marge d'EBITA à 14,3 % (contre 13,0 % en 2009).

Le résultat net retraité (part du Groupe) s'élève à 9,0 millions d'euros (contre 6,7 millions d'euros sur la période correspondante de 2009), après retraitement des charges exceptionnelles et hors effets des amortissements liés aux regroupements d'entreprise pour un montant de 1,8 millions d'euros (2009 : 1,8 millions d'euros). Le résultat net retraité par action ressort à 0,53 euro contre 0,39 euro au premier trimestre.

Bilan et trésorerie

Au 31 mars 2010, le total bilan du Groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en hausse par rapport au bilan arrêté le 31 décembre 2009 : 686,0 millions d'euros contre 667,9 millions. Cette évolution s'explique essentiellement par une légère progression des stocks et créances résultant de la hausse du chiffre d'affaires et par l'augmentation concomitante des dettes fournisseurs. L'évolution positive des résultats se traduit également par une augmentation des capitaux propres qui passent de 393,2 millions d'euros au 31 décembre 2009 à 404,2 millions. Inchangé par rapport à la clôture de l'exercice 2009, le ratio capitaux propres/total bilan du groupe se maintient au niveau très confortable de 58,9 % au 31 mars 2010. Le ratio dettes financières nettes/capitaux propres (« gearing ») reste également au même niveau qu'au 31 décembre 2009 ; soit 0,2.

Le flux de trésorerie des activités opérationnelles ressort à 10,1 millions d'euros (contre 9,4 millions en 2009) malgré une légère augmentation du fond de roulement net. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement s'établissent à -3,4 millions (contre -4,8 millions d'euros en 2009), tandis que les flux de trésorerie liés aux activités de financement passent de -8,4 millions à 1,9 millions d'euros. La légère hausse de l'endettement brut (144,1 millions d'euros au 31 mars 2010 contre 142,5 millions d'euros au 31 décembre 2009) s'accompagnant d'une hausse significative du poste trésorerie et équivalents de trésorerie (de 54,8 millions à 63,5 millions d'euros), l'endettement net s'établit à 80,6 millions d'euros au 31 mars 2010 contre 87,6 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice 2009. Par conséquent, le ratio endettement net/EBITDA retraité des 12 derniers mois s'est amélioré de 1,2 au 31 décembre 2009 à 1,0 au 31 mars 2010. En même temps, le ratio de couverture des intérêts (rapport : EBITDA retraité/charges financières nettes des 12 derniers mois) marque également une nouvelle augmentation (17,7) par rapport à la date de clôture de l'exercice 2009 (12,6).



Dividendes

Le 19 avril 2010, l'Assemblée générale de Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé de distribuer aux actionnaires un dividende de 0,60 € par action au titre de l'exercice 2009, soit le double du dividende versé lors de l'exercice précédent (0,30 €). Le bénéfice total distribué augmente ainsi de 5,1 millions d'euros à 10,2 millions d'euros en comparaison avec l'année précédente. Calculé sur le résultat net retraité des amortissements liés aux regroupements d'entreprise, le ratio dividendes/résultats s'établit à 29,4 % et reste inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives

Les bons résultats du premier trimestre 2010 sont en ligne avec nos attentes et confirment les objectifs annoncés pour cet exercice lors de précédentes communications.

Pour 2010, nous misons sur une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre (haut de la fourchette) à taux de change constant. Eu égard à la relativement forte contribution de l'activité Équipement à la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent et à l'absence de commandes extraordinaires des producteurs de vaccins, nous visons, après la forte progression constatée au cours de l'exercice 2009, une croissance plutôt modérée de la marge opérationnelle d'EBITA. De plus, les flux de trésorerie opérationnels devraient atteindre un niveau largement positif.

Événements importants postérieurs à la clôture de la période

Le 19 avril 2010, l'Assemblée générale de Sartorius Stedim Biotech S.A. a validé un programme de rachat d'actions. Cette résolution permet à Sartorius Stedim Biotech S.A. de procéder au rachat d'actions en circulation jusqu'à un montant maximum de 10 % à un coût maximal de 45,00 € par action. Le programme de rachat d'actions s'étendra sur 18 mois et prendra fin le 19 octobre 2011.



Compte de résultat

	1er trimestre 2010		1er trimestre 2009	
	en millions €	%	en millions €	%
Chiffre d'affaires	100,2	100,0	96,8	100,0
Coût des ventes	- 51,1	- 51,0	- 50,8	- 52,5
Marge brute	49,1	49,0	46,0	47,5
Frais commerciaux et de distribution	- 22,4	- 22,4	- 21,2	- 21,9
Frais de recherche et développement	- 6,9	- 6,8	- 5,9	- 6,1
Frais généraux	- 6,3	- 6,3	- 6,5	- 6,7
Autres produits et charges d'exploitation	0,7	0,7	0,2	0,3
Résultat opérationnel avant amortissement (EBITA)¹⁾	14,3	14,3	12,6	13,0
Amortissement ²⁾	- 1,8	- 1,8	- 1,8	- 1,8
Résultat opérationnel (EBIT)	12,5	12,5	10,9	11,2
Produits financiers	0,1	0,1	0,0	0,0
Charges financières	- 1,1	- 1,1	- 2,6	- 2,7
Résultat financier	- 0,9	- 0,9	- 2,5	- 2,6
Résultat avant impôts	11,6	11,6	8,3	8,6
Impôts différés	0,3	0,3	0,0	0,0
Charge d'impôts	- 3,9	- 3,9	- 2,5	- 2,5
Autres taxes	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5
Impôts	- 4,1	- 4,1	- 3,0	- 3,1
Résultat net de l'exercice	7,5	7,5	5,3	5,5
Attribuable à :				
Résultat net part du Groupe	7,5	7,5	5,4	5,5
Affecté aux Intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0
Résultat net par action (€)	0,44		0,32	
Résultat net dilué par action (€) (17.065.948 actions)	0,44		0,31	

¹⁾ Le Groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITA (Résultat opérationnel avant amortissement) comme indicateur clé pour la mesure de la performance et de la rentabilité du Groupe.

²⁾ Le poste « Amortissement » se réfère uniquement à la dépréciation (éventuelle) du goodwill et à l'amortissement des actifs incorporels constatés dans le cadre de l'affectation du prix d'acquisition selon la norme IFRS 3 (voir note 8 - Regroupement d'entreprises - dans le Document de référence 2009).

État du résultat global

	3 mois 2010 en millions €	3 mois 2009 en millions €
Résultat net	7,5	5,3
Couvertures de change	- 0,3	- 0,5
Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies	- 0,3	0,0
Écarts de conversion	3,5	1,3
Investissement dans une entité étrangère	- 0,1	- 0,1
Impôts différés	0,2	0,2
Total des produits et charges directement en capitaux propres	3,0	0,9
Résultat global	10,5	6,2
Part du Groupe Sartorius Stedim Biotech	10,5	6,3
Intérêts minoritaires	0,0	- 0,1

Tableau de flux de trésorerie consolidés

	3 mois 2010 en millions €	3 mois 2009 en millions €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat net	7,5	5,4
Intérêts minoritaires	0,0	0,0
Charge d'impôt	4,1	3,0
Charges financières	0,9	2,5
Amortissement Et Dépréciation	5,6	5,5
Augmentation diminution des provisions	- 0,4	- 0,9
Augmentation diminution des créances	- 1,0	- 6,8
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 4,9	0,7
Augmentation diminution des dettes	3,0	0,8
Impôts décaissés	- 4,7	- 0,9
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	10,1	9,4
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'actifs financiers	0,0	- 0,2
Acquisitions d'immobilisations corporelles	- 2,6	- 3,8
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,2	0,4
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 1,1	- 1,2
Impacts liés aux regroupements d'entreprises	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 3,4	- 4,8
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,5	0,0
Intérêts reçus	0,0	0,0
Intérêts payés	- 0,2	- 4,5
Autres charges financières	0,0	- 0,2
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de la société mère	0,0	0,0
- aux minoritaires des sociétés intégrées	0,0	0,0
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0
Remboursements (-) Souscriptions (+) d'emprunts	1,5	- 3,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	1,9	- 8,4
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	8,6	- 3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	54,8	13,2
Incidences nettes des variations de cours des devises	0,1	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	63,5	9,4
Endettement financier brut	144,1	159,5
Endettement financier net	80,6	150,1

Information sectorielle

Apporter une solution globale à nos clients tout au long de leurs étapes de production est au coeur de la stratégie du Groupe Sartorius Stedim Biotech. En conséquence nous fournissons une gamme complète couvrant tous les groupes et combinaisons de produits. Pour cette raison, l'indicateur clé de performance du groupe, l'EBITA, est régulièrement contrôlé par le principal décideur opérationnel, essentiellement au niveau du segment "Biopharma". L'information sectorielle au sens de la norme IFRS 8 est communiquée sur la base du segment "Biopharma". En complément, le Groupe présente des informations par zones géographiques afin d'assurer une plus grande transparence sur ses activités.

Information sectorielle par activité

En millions €	Biopharma			Groupe		
	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation
Prise de commandes	110,5	104,7	6%	110,5	104,7	6%
Chiffre d'affaires	100,2	96,8	3%	100,2	96,8	3%
- en % du total	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
EBITDA	18,1	16,3	11%	18,1	16,3	11%
- en % du chiffre d'affaires	18,1%	16,9%		18,1%	16,9%	
Dotations aux amortissements et aux provisions	3,8	3,7	3%	3,8	3,7	3%
EBITA	14,3	12,6	13%	14,3	12,6	13%
- en % du chiffre d'affaires	14,3%	13,0%		14,3%	13,0%	
Amortissement	1,8	1,8	0%	1,8	1,8	0%
EBIT	12,5	10,9	16%	12,5	10,9	16%
- en % du chiffre d'affaires	12,5%	11,2%		12,5%	11,2%	
Frais de recherche et développement	6,9	5,9	16%	6,9	5,9	16%
Effectifs au 31 mars	2 409	2 386	1%	2 409	2 386	1%

Informations complémentaires par région

En millions €	Europe			Amérique du Nord		
	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation
Chiffre d'affaires						
- selon la localisation des clients	56,6	57,0	- 1%	25,3	23,7	7%
- en % du total	56,5%	58,9%		25,2%	24,5%	
- selon la localisation de la société	65,8	66,5	- 1%	25,3	23,6	7%
EBITA	9,2	9,3	- 1%	2,8	2,7	1%
- en % du chiffre d'affaires	14,0%	14,0%		10,9%	11,6%	
Effectifs au 31 mars	1 642	1 653	- 1%	345	351	- 2%

En millions €	Asie Pacifique			Autres marchés			Groupe		
	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation
Chiffre d'affaires									
- selon la localisation des clients	14,7	12,1	21%	3,6	4,0	- 9%	100,2	96,8	3%
- en % du total	14,7%	12,5%		3,6%	4,1%		100,0%	100,0%	
- selon la localisation de la société	9,0	6,7	35%	0,0	0,0		100,2	96,8	3%
EBITA	1,8	0,4	310%	0,5	0,2	238%	14,3	12,6	13%
- en % du chiffre d'affaires	20,3%	6,7%		0,0%	0,0%		14,3%	13,0%	
Effectifs au 31 mars	326	304	7%	96	78	23%	2 409	2 386	1%

État de variation des capitaux propres consolidés

En millions €	Capital social	Réserves sur opérations de couverture	Réserves pour retraites	Réserves non distribuées	Réserves de conversion	Capitaux propres part du Groupe	Intérêts minoritaires	Total capitaux propres	
Solde au 1er janv. 2009	10,3	338,4	- 0,5	0,2	26,1	- 4,7	369,8	1,9	371,6
Résultat global	0,0	0,0	- 0,4	0,0	5,3	1,4	6,3	- 0,1	6,2
Stock options	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde au 31 mars 2009	10,3	338,4	- 0,9	0,2	31,3	- 3,3	376,0	1,8	377,8
Solde au 1er janv. 2010	10,4	338,8	- 0,1	- 0,2	49,7	- 5,4	393,2	0,0	393,2
Résultat global	0,0	0,0	- 0,2	- 0,2	7,4	3,5	10,5	0,0	10,5
Stock options	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres variations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde au 31 mars 2010	10,4	339,3	- 0,3	- 0,4	57,1	- 1,8	404,2	0,0	404,2

Chiffres clés

Montant en millions €, sauf indications particulières	3 mois 2010	3 mois 2009	Variation en %
Résultat			
Prise de commandes	110,5	104,7	5,5
Chiffre d'affaires	100,2	96,8	3,5
EBITDA	18,1	16,3	11,0
EBITA	14,3	12,6	13,4
EBIT	12,5	10,9	15,6
Résultat avant impôts	11,6	8,3	39,8
Résultat net de l'exercice	7,5	5,3	42,0
Résultat net par action (en €)	0,44	0,32	40,1
En % du chiffre d'affaires			
EBITDA	18,1	16,9	
EBITA	14,3	13,0	
EBIT	12,5	11,2	
Résultat net de l'exercice	7,5	5,5	
Bilan			
Total du bilan	686,0	654,5	
Capitaux propres	404,2	377,8	
Pourcentage de capitaux propres	58,9	57,7	
Taux d'endettement	0,2	0,4	
Situation financière			
Investissement	3,6	5,0	- 27,8
- en % du chiffre d'affaires	3,6	5,2	
Dépréciation et amortissement	5,6	5,5	1,9
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	10,1	9,4	8,2
Endettement net	80,6	150,1	- 46,3
Nombre total de collaborateurs au 31 mars	2.409	2.386	1,0
Recherche et développement			
Frais de recherche et développement	6,9	5,9	15,9
- en % du chiffre d'affaires	6,8	6,1	

Notes aux états financiers intermédiaires

Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés du Groupe Sartorius Stedim Biotech au 31 décembre 2009 ont été établis en conformité avec les normes IFRS de l'IASB. En réponse aux exigences de la norme IAS 34, « Information financière intermédiaire », le présent rapport trimestriel a été préparé sur la base des règles et méthodes comptables qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2009.

Toutes les interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) applicables au 31 mars 2010 ont été observées. Les règles et méthodes comptables utilisées sont détaillées dans l'annexe aux comptes consolidés du 31 décembre 2009.

Autres informations

Le présent rapport financier trimestriel n'a pas été revu par les auditeurs du Groupe.

Contacts

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques
B.P. 1051
13781 Aubagne, France

Tél : +33.442.84 56.00
Fax +33.442.84 56.19
www.sartorius-stedim.com

Relations investisseurs

Andreas Wiederhold
Team Leader
Tél +49.551.308 1668
andreas.wiederhold@sartorius.com

Henriette Meyer
Tél +49.551.308 3232
henriette.meyer@sartorius.com

Service communication du groupe

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

Dominic Grone
Tél +49.551.308 3324
dominic.grone@sartorius.com

Calendrier financier

11 à 12 mai 2010

European Midcap Event, Londres

18 mai 2010

8^{ème} séminaire Midcap santé, Paris

Juillet 2010

Publication des chiffres semestriels janvier à juin 2010

20 à 21 septembre 2010

Euronext Midcap Event, Paris

Octobre 2010

Publication des chiffres trimestriels janvier à sept. 2010

6 à 7 janvier 2011

Oddo Midcap Forum, Lyon

Février 2011*

Publication des chiffres préliminaires pour l'exercice 2010

Avril 2011*

Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne

Avril 2011*

Publication des chiffres trimestriels janvier à mars 2011

* Date probable

Les données financières prévisionnelles présentent des risques.

Le présent rapport trimestriel 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.