



sartorius stedim
biotech



Groupe Sartorius Stedim Biotech
Information financière trimestrielle
janvier à mars 2009

Évolution des activités et perspectives

- **Début d'exercice 2009 dynamique**
- **Progression marquée des prises de commandes (+ 6,3 %) et du chiffre d'affaires (+ 6,1 %)**
- **Remarquable hausse du résultat net à 12,6 millions d'euros ; la marge d'EBITA bondit de 10,3 % à 13,0 %**
- **Hausse du chiffre d'affaires et croissance importante du résultat attendues pour l'exercice 2009**

Prise de commandes

Le volume de commandes du Groupe Sartorius Stedim Biotech a progressé de 6,3 % sur le premier trimestre de l'exercice 2009, passant de 98,5 millions à 104,7 millions d'euros ; soit une hausse de 3,3 % à taux de change constant. Cette évolution s'appuie essentiellement sur des taux de croissance à deux chiffres des ventes de produits à usage unique à forte marge dédiés aux applications biopharmaceutiques. La tendance dynamique constatée pendant les derniers mois de l'exercice précédent s'est donc confirmée sur ce premier trimestre. En Amérique du Nord, où les mesures de réduction des stocks décidées par nos clients sont pour la plupart arrivées à terme vers la fin 2008, la demande a même crû de plus d'un tiers par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. L'activité des produits à usage unique est également en hausse dans les régions Asie | Pacifique, alors qu'au total les entrées de commande sont en repli en raison des volumes extrêmement élevés enregistrés sur l'activité Équipement au cours de l'exercice précédent.

Chiffre d'affaires

En progression de 6,1 %, le chiffre d'affaires du Groupe Sartorius Stedim Biotech est passé de 91,3 millions à 96,8 millions d'euros ; soit une hausse de 3,6 % à devise constante. Les principaux vecteurs de la croissance sont les produits issus de la technologie à usage unique. Les plus forts taux de croissance ont été enregistrés dans les régions Amérique du Nord et Asie | Pacifique.



Chiffres clés

Données non auditées En millions € (sauf indications contraires)	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	96,8	91,3	+6,1	+3,6
- Europe ¹⁾	57,0	58,1	- 2,0	- 0,1
- Amérique du Nord ¹⁾	23,7	19,2	+23,5	+7,7
- Asie Pacifique ¹⁾	12,1	11,3	+7,5	+4,5
- Autres marchés ¹⁾	4,0	2,6	+50,7	+50,7
EBITA	12,6	9,4	+34,1	
Marge EBITA	13,0%	10,3%		
Résultat net ²⁾	6,6	4,6	+43,9	
Résultat net par action (€) ²⁾	0,39	0,27	+43,6	

¹⁾ Selon la localisation des clients

²⁾ Hors amortissement

Évolution des résultats

En hausse de 34,1 %, le résultat opérationnel (EBITA = résultat avant intérêts, impôts et amortissements) des trois premiers mois de l'exercice 2009 s'établit à 12,6 millions d'euros, contre 9,4 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent.

La marge d'EBITA s'est donc nettement améliorée de 10,3% à 13,0%. L'augmentation du chiffre d'affaires, et les économies d'échelle en résultant, mais aussi les taux de change favorables et les améliorations apportées au mix produit de la gamme à usage unique, ont fortement contribué à cette progression de la rentabilité.

Hors effets des amortissements, le résultat net consolidé (part du Groupe) s'élève à 6,6 millions d'euros (contre 4,6 millions d'euros sur la période correspondante de 2008). Le résultat net par action ressort à 0,39 euro contre 0,27 euro au premier trimestre 2008.



Bilan et trésorerie

Au 31 mars 2009, le total bilan du Groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en légère hausse par rapport au bilan arrêté au 31 décembre 2008 : 654,5 millions d'euros contre 652,3 millions. Les capitaux propres ont également augmenté sur cette période, passant de 371,6 millions à 377,8 millions d'euros. Le ratio capitaux propres/total bilan du Groupe s'établit à un niveau confortable de 57,7 % (31 décembre 2008 : 57,0 %).

La dette brute a été réduite passant de 163,3 millions à 159,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice. Le ratio dette financière nette/EBITDA des douze derniers mois s'inscrit à 2,6 (contre 2,7 au 31 décembre 2008) tandis que le ratio de couverture des intérêts (rapport EBITDA/charge financière nette) marque une augmentation à 5,9 par rapport à la date de clôture de l'exercice 2008 (5,6). Le ratio dette financière nette sur capitaux propres reste inchangé à 0,4. Les principaux indicateurs de solvabilité continuent donc d'afficher des niveaux sains.

Le flux de trésorerie d'exploitation ressort à 9,4 millions d'euros, soit une sensible augmentation par rapport à la même période de l'exercice 2008 (2,6 millions d'euros). Cette évolution est essentiellement due à la hausse du résultat net ainsi qu'à une légère réduction des stocks sur le premier trimestre de l'exercice, alors que la même période de l'exercice précédent s'était caractérisée par une constitution importante de stocks. Sur la même période, le flux de trésorerie lié aux investissements s'inscrit légèrement en hausse : 4,8 millions contre 4,2 millions d'euros. Après remboursement des dettes bancaires, le flux de trésorerie de financement s'établit à -8,4 millions (contre 0,8 million d'euros en 2008).

Évaluation

Nous sommes satisfaits de l'évolution dynamique de notre activité. Nous voyons, notamment par la croissance à deux chiffres des produits à usage unique et la remarquable amélioration du résultat net, la confirmation que notre modèle d'entreprise, laisse augurer d'excellentes perspectives d'avenir.

Perspectives

Considérant l'évolution positive de nos activités au premier trimestre de l'exercice et le nombre de projets prometteurs sur lesquels nous travaillons avec nos clients, nous envisageons pour l'exercice 2009, une augmentation de notre chiffre d'affaires et une hausse encore plus marquée des résultats.

Toutefois, les incertitudes importantes qui continuent de peser sur la conjoncture internationale ne nous permettent pas d'émettre de prévisions quantitatives fiables pour l'évolution des activités du Groupe en 2009.

Dividendes

Le 21 avril 2009, l'Assemblée générale de Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé de distribuer aux actionnaires un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2008. Le montant distribué s'élève à 5,1 millions d'euros (année précédente : 5,1 millions), soit un ratio de distribution de 29,4 % (année précédente : 19,5 %) sur la base du résultat net consolidé hors effets des amortissements.



Bilan consolidé

Actif	31 mars 2008		31 déc. 2008	
	Données non auditées		Données auditées	
	en millions €	%	en millions €	%
Actifs non courants				
Goodwill	250,3	38,2	250,3	38,4
Autres immobilisations incorporelles	111,3	17,0	112,6	17,3
Immobilisations corporelles	114,9	17,6	114,4	17,5
Actifs financiers	2,2	0,3	2,0	0,3
	478,8	73,1	479,3	73,5
Créances et autres actifs	1,7	0,3	1,7	0,3
Impôts différés actifs	8,5	1,3	8,1	1,2
	489,0	74,7	489,1	75,0
Actifs courants				
Stocks	60,9	9,3	60,9	9,3
Créances clients	79,6	12,2	74,1	11,4
Impôts courants	3,8	0,6	4,3	0,7
Autres actifs	11,8	1,8	10,7	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,4	1,4	13,2	2,0
	165,6	25,3	163,2	25,0
Total actif	654,5	100,0	652,3	100,0
Passif				
	31 mars 2008		31 déc. 2008	
	Données non auditées		Données auditées	
	en millions€	%	en millions €	%
Capitaux propres				
Capital social	10,3	1,6	10,3	1,6
Réserves	338,4	51,7	338,4	51,9
Bénéfices non distribués et autres	27,4	4,2	21,1	3,2
Intérêts minoritaires	1,8	0,3	1,9	0,3
	377,8	57,7	371,6	57,0
Passifs non-courants				
Provisions pour indemnités de départ en retraite	12,0	1,8	11,8	1,8
Impôts différés passifs	36,8	5,6	36,6	5,6
Autres provisions	3,1	0,5	3,1	0,5
Emprunts et autres passifs financiers à long terme	125,6	19,2	130,8	20,1
Autres passifs	0,2	0,0	0,2	0,0
	177,7	27,1	182,6	28,0
Passifs courants				
Provisions	3,9	0,6	5,2	0,8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31,1	4,7	31,7	4,9
Emprunts et autres passifs financiers à court terme	33,9	5,2	32,5	5,0
Impôts courants	5,6	0,9	4,5	0,7
Autres passifs	24,5	3,7	24,2	3,7
	99,0	15,1	98,1	15,0
Total capitaux propres et passif	654,5	100,0	652,3	100,0

Compte de résultat consolidé

	1er trimestre 2009		1er trimestre 2008	
	Données non auditées		Données non auditées	
	en millions €	%	en millions €	%
Chiffre d'affaires	96,8	100,0	91,3	100,0
Coût des ventes	- 50,8	- 52,5	- 47,7	- 52,3
Marge brute	46,0	47,5	43,5	47,7
Frais commerciaux et de distribution	- 21,2	- 21,9	- 21,9	- 24,0
Frais de recherche et développement	- 5,9	- 6,1	- 6,1	- 6,7
Frais généraux	- 6,5	- 6,7	- 6,4	- 7,1
Autres produits et charges d'exploitation	0,2	0,3	0,3	0,3
Résultat opérationnel avant amortissement (EBITA)	12,6	13,0	9,4	10,3
Amortissement ¹⁾	- 1,8	- 1,8	- 1,6	- 1,7
Résultat opérationnel (EBIT)	10,9	11,2	7,8	8,6
Produits financiers	0,0	0,0	0,3	0,3
Charges financières	- 2,6	- 2,7	- 2,4	- 2,7
Résultat financier	- 2,5	- 2,6	- 2,1	- 2,3
Résultat avant impôts	8,3	8,6	5,7	6,2
Impôts différés	0,0	0,0	0,1	0,1
Charge d'impôts	- 2,5	- 2,5	- 1,7	- 1,9
Autres taxes	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,6
Impôts	- 3,0	- 3,1	- 2,2	- 2,4
Résultat net de l'exercice	5,3	5,5	3,5	3,9
Attribuable à:				
Résultat net Part du Groupe	5,4	5,5	3,5	3,9
Affecté aux Intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0
Résultat net par action (€)	0,32		0,21	
Résultat net dilué par action (€)	0,31		0,21	

¹⁾ 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.

Tableau de flux de trésorerie consolidé

	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008
	Données non auditées	
	en milliers €	en milliers €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat net	5,4	3,5
Intérêts minoritaires	0,0	0,0
Charge d'impôt	3,0	2,2
Charges financières	2,5	2,1
Dépréciation	5,5	5,0
Augmentation diminution des provisions	- 0,9	- 0,8
Augmentation diminution des créances	- 6,8	- 2,6
Augmentation diminution des stocks et en-cours	0,7	- 8,5
Augmentation diminution des dettes	0,8	4,7
Impôts décaissés	- 0,9	- 3,1
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	9,4	2,6
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'actifs financiers	- 0,2	- 0,3
Acquisitions d'immobilisations corporelles	- 3,8	- 3,4
Produits provenant de la cession d'immobilisations	0,4	0,5
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 1,2	- 1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis par regroupement d'entreprises	0,0	0,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 4,8	- 4,2
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,0	0,0
Intérêts reçus	0,0	0,3
Intérêts payés	- 4,5	- 2,3
Autres charges financières	- 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 d'emprunts	- 3,8	2,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	- 8,4	0,8
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	- 3,9	- 0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	13,2	7,5
Incidences des variations de cours des devises	0,1	- 0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	9,4	6,5
Endettement financier brut	159,5	163,3
Endettement financier net	150,1	156,8

Information sectorielle

Information sectorielle par activité

Données non auditées En millions € (sauf indications contraires)	Biopharma						Groupe
	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation	
Prise de commandes	104,7	98,5	6%	104,7	98,5	6%	
Chiffre d'affaires	96,8	91,3	6%	96,8	91,3	6%	
- En % du chiffre d'affaires	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		
EBITDA	16,3	12,9	27%	16,3	12,9	27%	
- En % du chiffre d'affaires	16,9%	14,1%		16,9%	14,1%		
Dotation aux amortissements et aux provisions	7,2	6,6	10%	7,2	6,6	10%	
EBITA	12,6	9,4	34%	12,6	9,4	34%	
- En % du chiffre d'affaires	13,0%	10,3%		13,0%	10,3%		
Amortissements	1,8	1,6	13%	1,8	1,6	13%	
EBIT	10,9	7,8	38%	10,9	7,8	38%	
- En % du chiffre d'affaires	11,2%	8,6%		11,2%	8,6%		
Frais de recherche et développement	- 5,9	- 6,1	- 3%	- 5,9	- 6,1	- 3%	
Effectifs au 31 mars	2 386	2 302	4%	2 386	2 302	4%	

Information sectorielle par région

Données non auditées En millions € (sauf indications contraires)	Europe			Amérique du Nord		
	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation
Chiffre d'affaires						
- Selon la localisation des clients	57,0	58,1	- 2%	23,7	19,2	23%
- en % du total	58,9%	63,7%		24,5%	21,0%	
- Selon la localisation de la société	66,5	66,3	0%	23,6	19,4	22%
EBITA	9,3	7,9	18%	2,7	0,8	254%
- En % du chiffre d'affaires	14,0%	11,9%		11,6%	4,0%	
Effectifs au 31 mars	1 653	1 509	10%	351	388	- 10%

Données non auditées En millions € (sauf indications contraires)	Asie Pacifique			Autres marchés			Groupe		
	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation
Chiffre d'affaires									
- Selon la localisation des clients	12,1	11,3	7%	4,0	2,6	51%	96,8	91,3	6%
- En % du total	12,5%	12,4%		4,1%	2,9%		100,0%	100,0%	
- Selon la localisation de la société	6,7	5,5	21%	0,0	0,0		96,8	91,3	6%
EBITA	0,4	0,6	- 27%	0,1	0,1	89%	12,6	9,4	34%
- En % du chiffre d'affaires	6,7%	11,5%		0,0%	0,0%		13,0%	10,3%	
Effectifs au 31 mars	304	311	- 2%	78	94	- 17%	2 386	2 302	4%

Tableau de variation des capitaux propres consolidé

Données non auditées En millions € (sauf indications contraires)	Capital social	Réserves	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. 2008	10,3	338,2	1,1	- 0,2	18,2	- 4,8	362,8	0,0	362,8
Couvertures de change	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4
Gains pertes actuarielles sur provisions pour retraite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ecart de conversion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 2,7	- 2,7	0,0	- 2,7
Investissement dans une entité étrangère	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impôts différés	0,0	0,0	- 0,4	0,0	0,0	0,0	- 0,4	0,0	- 0,4
Résultat net constaté directement en capitaux propres	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	- 2,7	- 1,7	0,0	- 1,7
Résultat net de l'exercice	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5
Total des produits et charges comptabilisés	0,0	0,0	1,0	0,0	3,5	- 2,7	1,8	0,0	1,8
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 2008	10,3	338,2	2,1	- 0,2	21,7	- 7,5	364,6	0,0	364,6
Solde au 1er janv. 2009	10,3	338,4	- 0,5	0,2	26,1	- 4,7	369,8	1,9	371,6
Couvertures de change	0,0	0,0	- 0,5	0,0	0,0	0,0	- 0,5	0,0	- 0,5
Gains pertes actuarielles sur provisions pour retraite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ecart de conversion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,3
Investissement dans une entité étrangère	0,0	0,0	0,0	0,0	- 0,1	0,0	- 0,1	0,0	- 0,1
Impôts différés	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Résultat net constaté directement en capitaux propres	0,0	0,0	- 0,4	0,0	- 0,1	1,4	0,9	0,0	0,9
Résultat net de l'exercice	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,3
Total des produits et charges comptabilisés	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

Chiffres clés

Montant en millions € conformément à la réglementation IFRS, sauf indications particulières	1er trimestre 2009	1er trimestre 2008	Variation en %
Données non auditées			
Résultat			
Prise de commandes	104,7	98,5	6,3
Chiffre d'affaires	96,8	91,3	6,1
EBITDA	16,3	12,9	26,9
EBITA	12,6	9,4	34,1
EBIT	10,9	7,8	38,4
Résultat avant impôts	8,3	5,7	45,7
Résultat net de l'exercice	5,3	3,5	51,0
Résultat net par action (en €)	0,32	0,21	52,1
En % du chiffre d'affaires			
EBITDA	16,9	14,1	
EBITA	13,0	10,3	
EBIT	11,2	8,6	
Résultat net de l'exercice	8,6	6,2	
Bilan			
Total du bilan	654,5	649,0	
Capitaux propres	377,8	364,6	
Pourcentage de capitaux propres	57,7	56,2	
Taux d'endettement	0,4	0,4	
Situation financière			
Investissement	5,0	4,4	14,0
En % du chiffre d'affaires	5,2	4,8	
Dépréciation et amortissement	5,5	5,0	8,9
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	9,4	2,6	266,5
Endettement net	150,1	156,8	- 4,3
Nombre total de collaborateurs au 31 mars	2 386	2 302	3,6
Recherche et développement			
Frais de recherche et développement	5,9	6,1	- 3,3
En % du chiffre d'affaires	6,1	6,7	

Notes aux états financiers intermédiaires

Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés du Groupe Sartorius Stedim Biotech au 31 décembre 2008 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 2008.

Toutes les interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) applicables au 30 mars 2009 ont été observées. Les règles et méthodes comptables utilisées sont détaillées dans l'annexe aux comptes consolidés du 31 décembre 2008.

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. des Paluds
Avenue de Jouques
B.P. 1051
13781 Aubagne, France

Tél : +33.44.284 5534
Fax +33.44.284 5617
www.sartorius-stedim.com

Relations investisseurs

Jörg Pfirrmann
Senior Vice President Finance
Tél : +49.551.308 4076
joerg.pfirrmann@sartorius.com

Andreas Wiederhold
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

14 mai 2009

Investors Day, ACHEMA 2009
"Biotech Suppliers Finance Day" à Francfort-sur-le-Main | Allemagne

19 mai 2009

7e Midcap Healthcare Conference à Paris | France

29 mai 2009

European Mid and Small Caps Conference à Nice | France

Juillet 2009*

Publication des résultats semestriels 2009

21 au 22 septembre 2009

Euronext zone Midcap Event à Paris | France

Octobre 2009*

Publication des résultats sur neuf mois 2009

8 au 9 Décembre 2009

European Midcap Event London à London | UK

* Date à confirmer

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.