



sartorius stedim
biotech



Groupe Sartorius Stedim Biotech
Information financière trimestrielle
janvier à mars 2008

- Progression à deux chiffres (10,3 %) du chiffre d'affaires (hors effets de change)
- Augmentation de 3,1 % des prises de commandes (hors effets de change)
- EBITA en hausse de 8,4 à 9,4 millions d'euros
- Amélioration de la marge d'EBITA à 10,3 %

Pour assurer la comparaison des chiffres à la fin du premier trimestre 2008, les chiffres du premier trimestre 2007 sont présentés sur une base pro forma, comme si le rapprochement entre la division Biotechnologie de Sartorius et la société Stedim avait eu lieu dès le 1er janvier 2007. De plus, le résultat net enregistré sur le premier trimestre de l'exercice précédent a été retraité des éléments exceptionnels et non opérationnels.

Commandes et chiffre d'affaires

À périmètre de change constant, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 10,3 %. Sur la base des taux de change moyens au 31 mars 2008, le chiffre d'affaires progresse de 6,2 % pour s'établir à 91,3 millions d'euros contre 85,9 millions en 2007. La croissance a été essentiellement tirée par les filtres et autres produits à usage unique destinés aux applications biotechnologiques.

Au premier trimestre 2008, le groupe a enregistré pour 98,5 millions d'euros de nouvelles commandes, soit une valeur supérieure à celle du chiffre d'affaires et quasiment équivalente au niveau élevé de l'exercice précédent (99,1 millions). À taux de change constant, la progression du carnet de commandes est de 3,1 %. L'écart constaté entre les commandes et le chiffre d'affaires est essentiellement imputable aux fluctuations de l'activité Équipements.

Chiffres clés

en millions € (sauf indications particulières)	1er trimestre 2008	1er trimestre 2007 pro forma	Différence en %
Chiffre d'affaires	91,3	85,9	+6,2 (+10,3) ³⁾
Prise de commandes	98,5	99,1	-0,7 (+3,1) ³⁾
EBITA	9,4	8,4 ¹⁾	+12,2
En % du chiffre d'affaires	10,3	9,8 ¹⁾	
Résultat net de l'exercice ²⁾	4,6	3,8 ¹⁾	+20,5
Résultat net par action ²⁾ en €	0,27	0,22 ¹⁾	+20,5

¹⁾ underlying

²⁾ hors amortissement

³⁾ hors incidence des variations de change





Évolution des résultats

En hausse de 12,2 %, le résultat opérationnel (EBITA = résultat avant intérêts, impôts et amortissements liés aux regroupements d'entreprises) s'établit à 9,4 millions d'euros contre 8,4 millions en 2007. Ainsi, la rentabilité du groupe a progressé en dépit des incidences monétaires négatives (la marge d'EBITA passant de 9,8 % à 10,3 %). Sur la base du taux de change de l'exercice précédent, la marge d'EBITA aurait été supérieure à 11 %.

Le résultat net consolidé du groupe s'établit à 3,5 millions d'euros, contre 2,6 millions pour l'exercice précédent. Hors effet des amortissements liés au regroupement d'entreprises, le résultat s'élève à 4,6 millions d'euros, contre 3,8 millions en 2007. Le résultat net par action ressort à 0,27 euro avant retraitement des amortissements liés au regroupement d'entreprises, contre 0,22 euro en 2007.

Les hausses du chiffre d'affaires et de la rentabilité constatées sur le premier trimestre de l'exercice sont conformes aux attentes du groupe. Toujours freinée par un environnement de marché difficile, l'évolution de nos activités en Amérique du Nord ne donne pas encore satisfaction. À l'inverse, le développement de notre activité dans les autres régions du monde est plutôt satisfaisant.

Bilan et trésorerie

Le total bilan du groupe affiche une légère hausse (649 millions contre 640,7 millions au 31 décembre 2007). Avec un ratio de fonds propres de 6,2 % (56,6% au 31 décembre 2007), le groupe conserve une surface financière confortable.

Au 31 mars 2008, la trésorerie disponible du groupe Sartorius Stedim Biotech est de 10,3 millions d'euros. Sous l'effet notamment de la constitution de stocks, liés aux projets de lancement de nouveaux produits, la variation du BFR augmente de 6,6 millions d'euros. Le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles ressort à 2,7 millions d'euros.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles effectués sur le trimestre s'élèvent à 4,4 millions d'euros, soit un ratio investissement/chiffre d'affaires de 4,8 %. Avec un flux de trésorerie lié aux activités d'investissements de -4,2 millions d'euros, la trésorerie nette ressort légèrement en négatif, à -1,6 millions d'euros.

L'endettement net du groupe au 31 mars 2008 s'élève à 157,6 millions d'euros (dont trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,4 millions). Le ratio dette financière nette sur EBITDA pro forma glissant sur 12 derniers mois s'établit à 2,4.

Recherche et développement

Au cours du premier trimestre 2008, les dépenses R&D du groupe se sont élevées à 6,1 millions d'euros, soit 6,7 % du chiffre d'affaires.

Le lancement réussi, ce trimestre, d'une série de nouveaux produits est le fruit des efforts conjoints de développement des deux entités fusionnées. À titre d'exemple, la nouvelle génération de cartouches filtrantes Sartopore nous a permis d'introduire avec succès une nouvelle gamme performante de filtres stériles que nous proposons également en combinaison avec une poche à usage unique de grande capacité pour le stockage et le transport de fluides biopharmaceutiques.

Dividende

Le 21 avril 2008, 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 2007.

Perspectives

Pour l'exercice 2008, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 12 %, à taux de change constant, tirée essentiellement par l'activité produits à usage unique. Partant de cette prévision et d'une parité moyenne de 1,40 dollar pour un euro, nous tablons sur une hausse de notre marge EBITA à environ 14 %.



Actif

	31 mars 2008		31 décembre 2007	
	Données non auditées en M€	%	Données auditées en M€	%
Actifs non courants				
Goodwill	249,3	38,4	249,3	38,9
Immobilisations incorporelles	104,0	16,0	105,2	16,4
Immobilisations corporelles	113,4	17,5	113,9	17,8
Actifs financiers	1,8	0,3	1,8	0,3
	468,5	72,2	470,2	73,4
Clients et autres débiteurs	0,1	0,0	0,3	0,0
Actifs d'impôt différé	8,5	1,3	8,5	1,3
	477,1	73,5	479,0	74,8
Actifs courants				
Stocks	61,1	9,4	53,8	8,4
Clients et autres débiteurs	97,9	15,1	95,2	14,9
Actifs d'impôt courants	6,4	1,0	5,3	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4	1,0	7,5	1,2
	171,9	26,5	161,7	25,2
Total actif	649,0	100	640,7	100

Passif

	31 mars 2008		31 décembre 2007	
	Données non auditées en M€	%	Données auditées en M€	%
Capitaux propres				
Capital émis	10,3	1,6	10,3	1,6
Réserves	338,2	52,1	338,2	52,8
Résultats non distribués	16,1	2,5	14,2	2,2
Intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0
	364,6	56,2	362,8	56,6
Passifs non courants				
Provisions pour indemnités de départ en retraite	11,6	1,8	11,4	1,8
Passifs d'impôt différé	36,8	5,7	36,4	5,7
Autres provisions non courantes	2,6	0,4	2,6	0,4
Emprunts et dettes financières	4,5	0,7	4,9	0,8
Autres passifs non courants	0,3	0,0	0,3	0,0
	55,9	8,6	55,7	8,7
Passifs courants				
Provisions courantes	6,4	1,0	7,5	1,2
Passifs d'impôt courant	3,3	0,5	3,5	0,5
Emprunts et dettes financières	159,5	24,6	156,4	24,4
Fournisseurs et autres créditeurs	31,4	4,8	26,8	4,2
Autres passifs courants	28,0	4,3	28,1	4,4
	228,5	35,2	222,3	34,7
Total passif	649,0	100	640,7	100

Compte de résultat

	1er trimestre 2008	
	Données non auditées en M€	%
Chiffre d'affaires	91,3	100,0
Coût des ventes	47,7	52,3
Marge brute	43,5	47,7
Frais commerciaux et de distribution	21,9	24,0
Frais de recherche et développement	6,1	6,7
Frais généraux et administratifs	6,4	7,1
Autres produits et charges d'exploitation (-)	0,3	0,3
EBITA	9,4	10,3
Amortissement ¹⁾	-1,6	-1,7
EBIT	7,8	8,6
Produits financier	0,3	0,3
Charges financières	2,4	2,7
Résultat avant impôts	5,7	6,2
Charges d'impôts	-1,7	-1,9
Autres taxes	-0,5	-0,6
Impôts différés	0,1	0,1
Résultat net	3,5	3,9
Part :		
Du groupe Sartorius Stedim Biotech S.A.	3,5	
Des minoritaires	0,0	
Résultat de base par action (en €)	0,21	
Résultat dilué par action (en €)	0,21	

¹⁾ Par « Amortissements », nous entendons les charges de dépréciation du goodwill et d'amortissement des effets des éléments issus de l'affectation des regroupements d'entreprises conformément à la norme IFRS 3.

Tableau des flux de trésorerie

1er trimestre 2008
Données non auditées
en M€

7

Résultat avant impôts	5,2
Impôts différés	0,1
Intérêts minoritaires	0,0
Dépréciations et amortissements sur immobilisations	5,0
Variation des actifs non courants	-0,2
Variation des provisions non courantes	0,2
Trésorerie disponible	10,3
Variation des provisions courantes	-0,8
Variation des stocks	-8,5
Variation des clients et autres débiteurs, dont charges constatées d'avance	-2,5
Variation des fournisseurs (hors dettes bancaires)	5,2
Variation du BFR	-6,6
Produits d'intérêts	-0,3
Charges d'intérêts	2,4
Impôts décaissés	-3,1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2,7
Produits de cessions d'immobilisations	0,5
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	-1,0
Acquisitions d'immobilisations corporelles	-3,4
Acquisition d'actifs financiers	-0,3
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	-4,2
Trésorerie nette	-1,6
Versement de dividendes	0,0
Produits d'intérêts	0,3
Charges d'intérêts	-2,4
Variation des intérêts minoritaires	0,0
Accroissement remboursement de dettes financières	2,8
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	0,7
Incidence des effets de change	-0,1
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	-1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	7,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Endettement bancaire brut	164,0
Endettement bancaire net	157,6

Information sectorielle

Information par activité

8

	Biopharma	Groupe
Données non auditées en M€	1er trimestre 2008	1er trimestre 2008
Prises de commandes	98,5	98,5
Chiffre d'affaires	91,3	91,3
En % du total	100,0 %	100,0 %
EBITDA	12,9	12,9
En % du chiffre d'affaires	14,1 %	14,1 %
EBITA	9,4	9,4
En % du chiffre d'affaires	10,3 %	10,3 %
Dépréciations et amortissements	5,0	5,0
EBIT	7,8	7,8
En % du chiffre d'affaires	8,6 %	8,6 %
Frais de R&D	6,1	6,1
Effectifs au 31 mars	2 302	2 302

Information par zone géographique

	Europe	Amérique du Nord	Asie Pacifique	Autres marchés	Groupe
Données non auditées en M€	1er trimestre 2008				
Chiffre d'affaires					
– selon localisation des clients	58,1	19,2	11,3	2,6	91,3
En % du total	63,7 %	21,0 %	12,4 %	2,9 %	100,0 %
– selon localisation de la société	66,3	19,4	5,5	0,0	91,3
EBITA	7,9	0,8	0,7	0,1	9,4
En % du chiffre d'affaires	11,9 %	4,0 %	12,3 %	–	10,3 %
Effectifs au 31 mars	1 509	388	311	94	2 302

Tableau de variation des capitaux propres

Données non auditées en M€	Capital émis	Réserves de capital	Réserves de couverture	Réserves pour retraites	Résultats non distribués	Réserves pour écarts de conversion	Total	Intérêts minoritaires	Total capitaux propres
Solde au 1er janvier 2008	10,3	338,2	1,1	-0,2	18,2	-4,8	362,8	0,0	362,8
Couverture de flux de trésorerie	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4
Gains pertes actuariels sur provisions pour retraites	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Écarts de conversion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7
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 la période	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5
Variation des intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total des produits et charges constatés pour la période	0,0	0,0	1,0	0,0	3,5	-2,7	1,8	0,0	1,8
Dividendes	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

Sauf indication contraire, les chiffres sont exprimés en millions d'euros

1er trimestre 2008
Données non auditées

Résultats opérationnels	
Prises de commandes	98,5
Chiffre d'affaires	91,3
EBITDA	12,9
EBITA	9,4
EBIT	7,8
Résultat avant impôts	5,7
Résultat net	3,5
Résultat (de base) par action (en €)	0,21
En % du chiffre d'affaires	
EBITDA	14,1 %
EBITA	10,3 %
EBIT	8,6 %
Résultat avant impôts	6,2 %
Résultat net	3,9 %
Données financières	
Capacité d'autofinancement	10,3
Dépréciations et amortissements (hors actifs financiers)	5,0
Trésorerie nette	-1,6
Dépenses en investissements	4,4
En % du chiffre d'affaires	4,8 %
Dette nette	157,6
Effectifs	
Total	2 302
R&D	
Frais R&D	6,1
En % du chiffre d'affaires	6,7 %

Commentaires sur les états financiers intermédiaires

Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés de du Groupe Sartorius Stedim Biotech au 31 décembre 2007 ont été établis en conformité avec les Normes internationales d'information financière de l'IASB („IFRS“). Établi conformément 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 2007.

L'ensemble des interprétation IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) applicables au 31 mars 2008 ont été observées. Les règles et méthodes comptables utilisées sont détaillées dans l'annexe aux comptes consolidés du 31 décembre 2007.

Autres informations

Le présent rapport financier trimestriel n'a pas été soumis aux auditeurs du groupe.

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 6875
info@sartorius-stedim.com
www.sartorius-stedim.com

Relations Investisseurs

Heiko Imoehl
Vice President
Tél : +49.551.308 4034
heiko.imoehl@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 groupe

Petra Kirchoff
Vice President
Tél : +49.551.308 1686
petra.kirchoff@sartorius.com

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

Elke Schild
Tél : +49.551.308 3684
elke.schild@sartorius.com

27 mai 2008

Conférence ESN Small & Mid Cap
Londres

17 juin 2008

Conférence Mid Cap
(6ème Forum Santé) Gilbert Dupont
Paris

Juillet 2008

Publication résultats semestriels 2008

29-30 septembre 2008

Mid Cap Event CF&B
Paris

Octobre 2008

Publication résultats 2008
sur neuf mois 2008

Janvier 2009

European Mid Cap Event Oddo Midcap
Lyon

Les données financières prévisionnelles contiennent des risques.

Le rapport d'activité 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 leur réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peuvent amener les résultats de la société à diverger de façon significative des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée.

Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis.