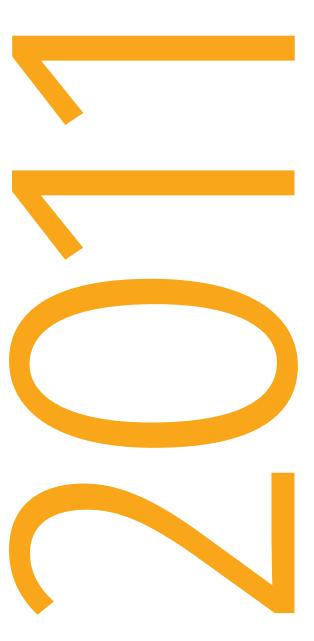


Groupe Sartorius Stedim Biotech Information trimestrielle de janvier à mars 2011



Évolution des activités et perspectives

- Nouvelle progression des prises de commandes et du chiffre d'affaires, principalement liée aux produits à usage unique
- Une croissance du résultat plus que proportionnelle à la croissance du chiffre d'affaires
- Confirmation des perspectives sur la base des résultats du premier trimestre 2011

Prises de commandes et chiffre d'affaires

Le premier trimestre de l'exercice 2011 se caractérise par une évolution très dynamique des prises de commandes et du chiffre d'affaires. Les prises de commandes du groupe Sartorius Stedim Biotech ont progressé de 16,8 % (15,1 % à taux de change constant) en comparaison trimestrielle, passant de 110,5 millions d'euros au premier trimestre 2010 à 129,0 millions d'euros de janvier à mars 2011. Cette évolution s'appuie principalement sur une forte demande en produits à usage unique, particulièrement en filtres, dédiés aux processus de production biopharmaceutiques chez nos clients. En progression de 10,6 % (9,0 % hors effet de change), le chiffre d'affaires est passé de 100,2 millions d'euros à 110,8 millions d'euros.

Toutes les zones géographiques enregistrent des taux de croissance positifs des prises de commandes et du chiffre d'affaires. De nouveau, la région Asie | Pacifique a été le principal moteur de la croissance, avec des taux de progression du chiffre d'affaires à deux chiffres tant pour les produits à usage unique que pour l'activité équipement. La nette progression de l'activité équipement provient notamment de commandes importantes de systèmes de bioréaction enregistrées au cours de l'exercice 2010. En Europe, le groupe a notamment profité d'une demande renforcée en produits à usage unique qui s'est traduite par une croissance à deux chiffres des entrées de commandes, laquelle ne s'est toutefois pas encore entièrement répercutée sur le chiffre d'affaires.

Évolution des résultats

Au premier trimestre 2011, le groupe Sartorius Stedim Biotech a enregistré une hausse de 20,1 % de son résultat opérationnel (résultat corrigé des éléments non-opérationnels, avant intérêts, impôts et amortissements = EBITA retraité) qui passe de 14,7 millions d'euros à 17,6 millions d'euros; hausse qui est de nouveau plus que proportionnelle par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. La marge d'EBITA correspondante progresse de 14,6 % à 15,9 %, essentiellement sous l'influence d'effets d'échelle.

La plus forte contribution régionale au résultat opérationnel est celle de l'Europe avec 11,8 millions d'euros (contre 9,4 millions d'euros en 2010). Cette région génère également la plus forte rentabilité, la marge d'EBITA opérationnel progressant de 14,4 % à 17,0 %. Le résultat opérationnel de la région Amérique du Nord a progressé de 2,9 millions d'euros à 3,7 millions d'euros et la marge d'EBITA correspondante est passée de 11,3 % à 13,7 % par rapport à l'exercice précédent. La contribution de la région Asie | Pacifique s'élève à 1,8 millions d'euros, soit un niveau équivalent à celui de l'exercice précédent. Compte tenu de la part relativement élevée du chiffre d'affaires de l'activité équipement, la marge d'EBITA de cette région s'inscrit en baisse et passe de 20,3 % à 13,1 %.

En intégrant l'ensemble des éléments non-opérationnels d'un montant de +0,8 millions d'euros (contre -0,3 millions d'euros en 2010), l'EBITA du groupe ressort à 18,4 millions d'euros (2010 : 14,3 millions d'euros) et la marge d'EBITA à 16,6 % (contre 14,3 % en 2010).

Le résultat net retraité du premier trimestre 2011 s'élève à 11,5 millions d'euros (contre 9,0 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent) après retraitement des éléments non-opérationnels, hors effet des amortissements liés aux regroupements d'entreprise pour un montant de 1,9 million d'euros (2010 : 1,8 million d'euros) et prise en compte des impôts. Le résultat net retraité par action ressort à 0,75 euro contre 0,53 euro en 2010.



Chiffres clés

En millions € (sauf indications particulières)	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation en %	Variation en % (à taux de change constant)
Chiffre d'affaires	110,8	100,2	+10,6	+9,0
- Europe ¹⁾	58,4	56,6	+3,2	+2,9
- Amérique du Nord ¹⁾	27,1	25,3	+7,5	+6,4
- Asie Pacifique ¹⁾	21,0	14,7	+43,1	+35,3
- Autres marchés ¹⁾	4,2	3,6	+14,9	+14,9
EBITA ²⁾³⁾	17,6	14,7	+20,1	
Marge EBITA ²⁾ en %	15,9	14,6		
Résultat net ²⁾⁴⁾	11,5	9,0	+28,7	
Résultat net par action ²⁾⁴⁾ en €	0,75	0,53	+42,8	

¹⁾ Selon la localisation des clients

Bilan et trésorerie

Au 31 mars 2011, le total bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech s'inscrit en hausse par rapport au bilan arrêté le 31 décembre 2010 : 668,5 millions d'euros contre 656,3 millions. Cette évolution s'explique essentiellement par la constitution de stocks et créances générée par la hausse du chiffre d'affaires ainsi que par l'augmentation des capitaux propres due à l'évolution positive des résultats.

Les fonds propres ont augmenté, évoluant de 365,1 millions au 31 décembre 2010 à 375,9 millions d'euros. En hausse, le ratio capitaux propres | total bilan du groupe passe de 55,6 % au 31 décembre 2010 à 56,2 % au 31 mars 2011 et se maintient donc à un niveau très confortable.

L'endettement brut s'inscrit à 133,8 millions d'euros, en légère augmentation par rapport aux 132,4 millions d'euros constatés à la clôture de l'exercice 2010. Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie reste quasiment inchangé et ressort à 29,4 millions d'euros au 31 mars 2011 contre 29,7 millions au 31 décembre 2010. L'endettement net s'établit donc à 104,5 millions d'euros, contre 102,8 millions à la date de clôture de l'exercice 2010. Le ratio endettement net | capitaux propres (« gearing ») se maintient au même niveau qu'en fin d'exercice 2010, soit 0,3.

Le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle s'élève à 2,5 millions d'euros (2010 : 10,1 millions d'euros) et est essentiellement influencé par la constitution de stocks et créances générée par la progression du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement s'établit à -2,9 millions d'euros (contre -3,4 millions d'euros en 2010), tandis que la trésorerie des activités de financement passe de 1,9 million à 1,2 million d'euros.

À 1,2, le ratio endettement net | EBITDA retraité des 12 derniers mois reste inchangé par rapport au 31 décembre 2010. Le ratio de couverture des intérêts (rapport EBITDA retraité | charges financières nettes des 12 derniers mois) reste également constant (25,7 au 31 mars 2011 contre 25,8 au 31 décembre 2010). Les principaux indicateurs de solvabilité restent donc à des niveaux très solides.

²⁾ Retraité

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

⁴⁾ Hors amortissments

Dividendes

Le 18 avril 2011, l'Assemblée générale de Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé de distribuer aux actionnaires un dividende de 0,90 € par action au titre de l'exercice 2010, soit une augmentation de 50 % par rapport au dividende de l'exercice précédent (0,60). Le bénéfice total distribué passe ainsi de 10,2 millions à 13,8 millions d'euros. Calculé sur le résultat net retraité et hors effet des amortissements liés aux regroupements d'entreprises, le ratio dividende | résultat s'établit à 30,5 %, soit à un niveau presque équivalent à celui de l'exercice précédent (29,4 %).



Perspectives

S'appuyant sur les résultats du premier trimestre, la direction confirme ses précédentes prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2011.

À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires devrait s'établir entre 6 % et 8 %. Cette année encore, les produits à usage unique devraient connaître une progression plus prononcée que l'activité équipement. Parallèlement à la hausse du chiffre d'affaires, la marge d'EBITA retraité devrait atteindre près de 17 % à taux de change constant. De plus, les flux de trésorerie opérationnelle devraient s'établir à un niveau largement positif.

État de la situation financière

	3	1 mars 2011	;	31 déc. 2010	
	Données	non auditées	Donn	Données auditées	
Actif	en millions €	%	en millions €	%	
Actifs non courants					
Goodwill	250,3	37,4	250,3	38,1	
Autres immobilisations incorporelles	100,3	15,0	102,1	15,6	
Immobilisations corporelles	111,4	16,7	112,7	17,2	
Titres de participation	2,2	0,3	2,2	0,3	
	464,2	69,4	467,3	71,2	
Créances et autres actifs	0,7	0,1	0,8	0,1	
Impôts différés actifs	10,6	1,6	11,9	1,8	
	475,5	71,1	480,0	73,1	
Actifs courants					
Stocks	59,7	8,9	50,8	7,7	
Créances clients	83,6	12,5	82,5	12,6	
Impôts courants	4,1	0,6	3,4	0,5	
Autres actifs	16,3	2,4	10,1	1,5	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	29,4	4,4	29,7	4,5	
	193,1	28,9	176,4	26,9	
Total actif	668,5	100,0	656,3	100,0	

	3	1 mars 2011		31 déc. 2010	
	Données	non auditées	Données auditées		
Passif	en millions €	%	en millions €	%	
Capitaux propres					
Capital social	10,4	1,6	10,4	1,6	
Réserves	278,3	41,6	278,2	42,4	
Bénéfices non distribués et autres	87,2	13,0	76,5	11,7	
Participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0	0,0	0,0	
	375,9	56,2	365,1	55,6	
Passifs non-courants					
Provisions pour indemnités de départ en retraite	16,1	2,4	16,0	2,4	
Impôts différés passifs	34,9	5,2	34,2	5,2	
Autres provisions	3,9	0,6	3,9	0,6	
Emprunts et autres passifs financiers à long terme	92,1	13,8	92,1	14,0	
Autres passifs	0,1	0,0	0,1	0,0	
	147,1	22,0	146,4	22,3	
Passifs courants					
Provisions	5,0	8,0	4,8	0,7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45,4	6,8	46,0	7,0	
Emprunts et autres passifs financiers à court terme	41,8	6,2	40,3	6,1	
Impôts courants	14,9	2,2	16,1	2,5	
Autres passifs	38,5	5,8	37,7	5,8	
	145,5	21,8	144,9	22,1	
Total capitaux propres et passif	668,5	100,0	656,3	100,0	

Compte de résultat

	1er trii	nestre 2011	1er trimestre 2010	
	en millions €	%	en millions €	%
Chiffre d'affaires	110,8	100,0	100,2	100,0
Coût des ventes	- 54,4	- 49,1	- 51,1	- 51,0
Marge brute	56,3	50,9	49,1	49,0
Frais commerciaux et de distribution	- 24,4	- 22,0	- 22,4	- 22,4
Frais de recherche et développement	- 7,4	- 6,7	- 6,9	- 6,8
Frais généraux	- 6,6	- 5,9	- 6,3	- 6,3
Autres produits et charges d'exploitation	0,3	0,3	0,7	0,7
Résultat opérationnel avant amortissement (EBITA) ¹⁾	18,4	16,6	14,3	14,3
Amortissement ²⁾	- 1,9	- 1,7	- 1,8	- 1,8
Résultat opérationnel (EBIT)	16,5	14,9	12,5	12,5
Produits financiers	0,6	0,5	0,1	0,1
Charges financières	- 1,3	- 1,2	- 1,1	- 1,1
Résultat financier	- 0,7	- 0,7	- 0,9	- 0,9
Résultat avant impôts	15,8	14,2	11,6	11,6
Impôts différés	-0,8	- 0,7	0,3	0,3
Charge d'impôts	- 3,8	- 3,4	- 3,9	- 3,9
Autres taxes	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5
Impôts	- 5,0	- 4,5	- 4,1	- 4,1
Résultat net de l'exercice	10,8	9,7	7,5	7,5
Attribuable à :				
Résultat net part du Groupe	10,8	9,7	7,5	7,5
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0	0,0	0,0
Résultat net par action (€)	0,70		0,44	
Résultat net dilué par action (€)	0,70		0,44	

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

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 9 - Regroupement d'entreprises - dans le Document de référence 2010).

État du résultat global

	3 mois 2011 en millions €	3 mois 2010 en millions €
Résultat net	10,8	7,5
Gains (pertes) nets sur couvertures de change	3,6	-0,3
Gains (pertes) actuariels sur provisions pour retraite	0,0	-0,3
Écarts de conversion	- 3,5	3,5
Investissement dans une entité étrangère	1,2	-0,1
Impôts différés	- 1,5	0,2
Total des produits et charges directement en capitaux propres	- 0,1	3,0
Résultat global	10,7	10,5
Part du Groupe Sartorius Stedim Biotech	10,7	10,5
Participations ne donnant pas le contrôle	0,0	0,0

Tableau de flux de trésorerie

	3 mois 2011 en millions €	3 mois 2010 en millions €
Trésorerie provenant de l'activité opérationnelle		
Résultat net de la période	10,8	7,5
Charge d'impôt	5,0	4,1
Charges financières	0,7	0,9
Amortissement & dépréciation des immobilisations	5,6	5,6
Augmentation diminution des provisions	0,4	-0,4
Augmentation diminution des créances	- 4,9	- 1,0
Augmentation diminution des stocks et en-cours	- 9,7	- 4,9
Augmentation diminution des dettes	1,2	3,0
Produits de cessions d'immobilisations	- 0,9	0,0
Impôts décaissés	- 5,8	- 4,7
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	2,5	10,1
Trésorerie liée aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'actifs financiers	0,0	0,0
Acquisitions d'immobilisations corporelles	- 3,3	- 2,6
Produits provenant de la cession d'immobilisations	1,6	0,2
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 1,2	- 1,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	- 2,9	- 3,4
Trésorerie provenant des opérations de financement		
Variation de capital	0,1	0,5
Intérêts reçus	0,1	0,0
Intérêts payés	- 0,3	-0,2
Autres charges financières	- 0,1	0,0
Dividendes payés :		
- aux actionnaires de la société mère	0,0	0,0
- aux minoritaires des sociétés intégrées	0,0	0,0
Remboursements (-) souscriptions (+) d'emprunts	1,5	1,5
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	1,2	1,9
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	0,8	8,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	29,7	54,8
Incidences nettes des variations de cours des devises	- 1,1	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	29,4	63,5
Endettement financier brut	133,8	144,1
Endettement financier net	104,5	80,6

Secteurs opérationnels

Selon la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », la présentation des secteurs opérationnels doit être basée sur une « approche management », c'est-à-dire que la détermination des secteurs opérationnels s'appuie sur les structures internes de gouvernance et de reporting financier de l'entité. Un secteur opérationnel à présenter est donc une composante d'une entité qui se livre à des activités économiques à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et d'encourir des charges, dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité (= le Comité exécutif du Conseil d'administration) en vue de prendre des décisions en matière d'affectation de ressources au secteur et d'évaluation des performances et pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. 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, l'identification des secteurs opérationnels à présenter demeure sans changement en comparaison de la norme IAS 14 : le secteur opérationnel à présenter au sein de Sartorius Stedim Biotech est l'activité "Biopharma".

L'indicateur EBITA (résultat opérationnel avant « amortissement », résultat financier et impôt) est l'indicateur clé utilisé en interne pour mesurer le résultat du secteur opérationnel. Par conséquent, les impôts et les charges et 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. Les éléments passifs du secteur opérationnel ne sont pas fournis régulièrement au principal décideur opérationnel de l'entité. C'est pourquoi, aucune information n'est communiquée à ce sujet en matière d'information sectorielle.

Information sectorielle par activité

		Biopharma Grou	
En millions € (sauf indications particulières)	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation
Prise de commandes	129,0	110,5	17%
Chiffre d'affaires	110,8	100,2	11%
- en % du total	100,0%	100,0%	
EBITDA	22,1	18,1	22%
- en % du chiffre d'affaires	20,0%	18,1%	
Dotation aux amortissements et aux provisions	3,7	3,8	- 2%
EBITA	18,4	14,3	29%
- en % du chiffre d'affaires	16,6%	14,3%	
Amortissement	1,9	1,8	8%
EBIT	16,5	12,5	31%
- en % du chiffre d'affaires	14,9%	12,5%	
Frais de recherche et développement	7,4	6,9	7%
Effectifs au 31 mars	2 638	2 409	10%

Informations complémentaires par région

En millions €			Europe	-	Amériq	ue du Nord
(sauf indications particulières)	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation
Chiffre d'affaires						
- selon la localisa- tion des clients	58.4	56.6	3%	27.1	25.3	7%
- en % du total	52.8%	56.5%		24.5%	25.2%	
- selon la localisa- tion de la société	69.5	65.8	6%	27.3	25.3	8%
EBITA	11.8	9.2	28%	3.7	2.8	35%
- en % du chiffre d'affaires	17.0%	14.0%		13.7%	10.9%	
Effectifs au 31 mars	1,718	1,642	5%	397	345	15%

En millions €		Asie	Pacifique	-	Auti	res marchés			Groupe
(sauf indications particulières)	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation
Chiffre d'affaires									
- selon la localisa- tion des clients	21,0	14,7	43%	4,2	3,6	15%	110,8	100,2	11%
- en % du total	19,0%	14,7%		3,7%	3,6%		100,0%	100,0%	
- selon la localisa- tion de la société	13,9	9,0	54%	0,0	0,0		110,8	100,2	11%
EBITA	2,6	1,8	44%	0,2	0,5	- 55%	18,4	14,3	29%
- en % du chiffre d'affaires	19,0%	20,3%					16,6%	14,3%	
Effectifs au 31 mars	403	326	24%	120	96	25%	2 638	2 409	10%

État de variation des capitaux propres

En millions € (sauf indications particulières)	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 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 participations ne donnant pas le contrôle	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
Solde au 1er janv. 2011	10,4	278,2	0,7	- 1,7	77,6	- 0,1	365,1	0,0	365,1
Résultat global	0,0	0,0	2,5	0,0	11,6	- 3,5	10,7	0,0	10,7
Stock options	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Variation des participations ne donnant pas le contrôle	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 2011	10,4	278,3	3,2	- 1,7	89,2	- 3,6	375,9	0,0	375,9

Chiffres clés

Montant en millions €, sauf indications particulières	3 mois 2011	3 mois 2010	Variation en %
Résultat			-
Prise de commandes	129,0	110,5	16,8
Chiffre d'affaires	110,8	100,2	10,6
EBITDA	22,1	18,1	22,1
EBITA	18,4	14,3	28,5
Résultat avant impôts	15,8	11,6	35,6
Résultat net de l'exercice	10,8	7,5	42,8
Résultat net par action (en €)	0,70	0,44	58,5
En % du chiffre d'affaires			
EBITDA	20,0	18,1	
EBITA	16,6	14,3	
Résultat net de l'exercice	9,7	7,5	
Etat de la situation financière			
Total du bilan	668,5	686,0	
Capitaux propres	375,9	404,2	
Pourcentage de capitaux propres	56,2	58,9	
Taux d'endettement	0,3	0,2	
Situation financière			
Investissement	4,5	3,6	25,5
- en % du chiffre d'affaires	4,1	3,6	
Dépréciation et amortissement	5,6	5,6	1,2
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle	2,5	10,1	- 75,7
Endettement net	104,5	80,6	29,6
Nombre total de collaborateurs au 31 mars	2 638	2 409	9,5
Recherche et développement			
Frais de recherche et développement	7,4	6,9	7,5
- en % du chiffre d'affaires	6,7	6,8	

Notes aux états financiers intermédiaires

Règles et méthodes comptables

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 2010.

Les comptes consolidés du Groupe Sartorius Stedim Biotech au 31 décembre 2010 ont été établis en conformité avec les normes IFRS de l'IASB.

Toutes les interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) applicables au 31 mars 2011 ont été observées. Les règles et méthodes comptables utilisées sont détaillées dans l'annexe aux comptes consolidés du 31 décembre 2010.

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 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

17 mai 2011

9^e Forum Midcaps Santé, Paris

Juillet 2011

Publication des chiffres semestriels janvier à juin 2011

Juillet 2011

Analysts Conference (SFAF) in Paris, France

22 à 23 septembre 2011

Euronext Midcap Event, Paris

Octobre 2011

Publication des chiffres trimestriels janvier à sept. 2011

Février 2012*

Publication des donnés financières estimées pour l'exercice 2011

Avril 2012*

Assemblée générale annuelle des actionnaires, Aubagne

Avril 2012

Publication des chiffres trimestriels janvier à mars 2012

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.

^{*} Date probable