

Comptes annuels Sartorius Stedim Biotech S.A.
et notes annexes

05

Comptes annuels

Bilan actif (en milliers d'euros)

	Valeurs brutes au 31 déc. 2016	Amortissements et provisions au 31 déc. 2016	Valeurs nettes au 31 déc. 2016	Valeurs nettes au 31 déc. 2015
Immobilisations incorporelles	552	- 61	492	520
Immobilisations corporelles	17 662	- 10 437	7 225	7 732
Immobilisations financières	128 825	0	128 825	128 079
Total actif immobilisé	147 039	- 10 498	136 542	136 331
Stocks et en-cours	0	0	0	0
Créances				
Créances clients tiers	0	0	0	0
Autres créances	15 979	0	15 979	15 376
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	3 371		3 371	13
Total actif circulant	19 351	0	19 351	15 389
Charges constatées d'avance	0		0	50
Écart de conversion actif	0		0	0
Total de l'actif	166 390	- 10 498	155 892	151 770

Bilan passif (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2016	Au 31 déc. 2015
Capital	18 436	15 367
Primes d'émission et de fusion	12 609	16 315
Réserves	2 127	2 126
Report à nouveau	11 982	13 416
Résultat de l'exercice	54 324	29 312
Provisions réglementées	4 088	4 088
Total capitaux propres	103 566	80 623
Provisions pour risques et charges	0	0
Total provisions pour risques et charges	0	0
Emprunts et dettes assimilées	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	170	1 070
Dettes fiscales et sociales	240	57
Dettes sur immobilisations	0	75
Autres dettes	51 917	69 945
Total dettes	52 327	71 147
Écart de conversion passif	0	0
Total du passif	155 892	151 770

Compte de résultat (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2016	Au 31 déc. 2015
Chiffre d'affaires	1 843	1 593
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Reprise sur amortissements et provisions	0	0
Autres produits d'exploitation et transfert de charges	1	5
Achats consommés	0	0
Services extérieurs	- 3 364	- 3 058
Impôts et taxes	- 824	- 814
Charges de personnel	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 768	- 684
Autres charges	- 502	- 349
Résultat opérationnel	(3 613)	(3 307)
Résultat financier	53 394	33 286
Résultat courant	49 781	29 979
Résultat exceptionnel	0	- 14
Impôts sur le résultat	4 543	(653)
Résultat net	54 324	29 312

1. Faits marquants de l'exercice

La société Sartorius Stedim Biotech S.A. a absorbé, aux termes d'une opération de fusion par absorption, la société VL Finance, société par actions simplifiée au capital de 4 614 710 euros, dont le siège social est sis Zone Industrielle Les Paluds – Avenue de Jouques, 13400 Aubagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 377 509 112 (« VL Finance »).

La fusion s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe Sartorius visant à en simplifier la structure, notamment la détention des filiales françaises du groupe, et à réaliser des économies en termes de coûts de fonctionnement. L'existence de la structure juridique de VL Finance n'avait plus d'intérêt dans la mesure où cette société holding ne détenait plus qu'une unique participation dans la société Sartorius Stedim Biotech S.A.

Pour rappel, VL Finance n'employait aucun salarié et n'était titulaire d'aucune marque, d'aucun brevet et n'avait aucune activité commerciale.

Les impacts de cette fusion par absorption sont les suivants :

1/ Réduction du capital pour un montant de 1 642 milliers d'euros par la suppression de 1 642 095 actions détenues auparavant par VL Finance,

2/ Augmentation de capital pour un montant de 1 638 milliers d'euros par la création de 1 638 222 actions nouvelles,

3/ Imputation des frais relatifs à cette fusion (601 milliers d'euros) sur la prime d'émission et sur la prime de fusion.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2016 a décidé de diviser le nominal de l'action par 6 (soit 0,16 €uros) puis de le ramener à 0,20 €uros.

Cette opération s'est traduite par une augmentation de capital de 3 069 milliers d'euros par prélèvement sur la prime de fusion.

Enfin, la société Sartorius Stedim Financière S.A.S. – société sans activité opérationnelle – a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine (T.U.P.) au sein de la société Sartorius Stedim Biotech S.A.

2. Événements postérieurs à la clôture

Néant

3. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices et en présumant la continuité d'exploitation.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable général.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est une société cotée sur Euronext Paris compartiment A (code ISIN FR 0000053266). Elle établit par ailleurs des comptes consolidés en conformité avec les normes internationales d'informations financières (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union européenne au 31 décembre 2016.

3.1. Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exception des frais engagés pour leur acquisition.

Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, la société applique le règlement CRC n° 2002-10, recodifié par l'article 2-4 du règlement CRC n° 2004-06 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs selon la méthode « Approche par composants ».

3.1.1. Immobilisations incorporelles

Sont évalués sous cette rubrique : les frais d'établissement, les brevets, les logiciels et les droits aux bails.

Toutes ces immobilisations sont amorties linéairement selon les durées d'utilisation indicatives suivantes :

- Frais d'établissement : de un à cinq ans,
- Logiciels : de un à trois ans,
- Brevets : vingt ans,
- Droit au bail : dix-huit ans (basé sur la durée d'utilisation du bien).

Dans le cadre de l'implémentation de logiciels intégrés, les coûts de main d'œuvre directement concernés sont incorporés au montant immobilisé à leur coût de revient en fonction du temps passé.

La méthode d'évaluation des immobilisations incorporelles est celle du coût d'acquisition diminué des amortissements et des pertes de valeur constatées, dans le cadre récurrent.

3.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition comprenant les frais d'installation de ces biens.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale et économique d'utilisation des biens sur le mode linéaire.

Toutes ces immobilisations sont amorties linéairement selon les durées d'utilisation indicatives suivantes :

- Constructions : de vingt à quarante ans,
- Agencement, aménagement, installations : de dix à quinze ans,
- Matériel et outillage industriel : de quatre à dix ans,
- Matériel de bureau et informatique : de trois à cinq ans,
- Matériel de transport : de quatre à cinq ans.

La méthode d'évaluation des immobilisations corporelles est celle du coût d'acquisition, diminué des amortissements et des pertes de valeur constatées, dans le cadre récurrent.

3.1.3. Immobilisations financières

Les titres de participations correspondent pour l'essentiel aux investissements en capital dans les filiales et aux titres auto-détenus dans le cadre du programme de rachat d'actions ; ils sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, plus les éventuels frais d'acquisition.

Une dépréciation est éventuellement constituée pour tenir compte notamment, soit du cours de Bourse, soit de l'actif réel de ces filiales, de leur situation économique et de leurs perspectives.

Les participations détenues dans les filiales sont soumises à un test de dépréciation.

3.2. Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances dont le recouvrement est jugé incertain font l'objet d'une dépréciation.

4. Immobilisations (en milliers d'euros)

4.1. Immobilisations incorporelles

Immobilisations brutes	Au 31 déc. 2015	Augmentation en 2016	Diminution en 2016	Au 31 déc. 2016
Frais d'établissement	4	0	0	4
Brevets	0	0	0	0
Logiciels, licences	0	0	0	0
Droit au bail	548	0	0	548
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Total	552	0	0	552
Amortissement et dépréciation	32	28	0	60
Montant net	520	- 28	0	492

4.2. Immobilisations corporelles

Immobilisations brutes	Au 31 déc. 2015	Augmentation en 2016	Diminution en 2016	Au 31 déc. 2016
Terrains	496	0	0	496
Constructions	14 774	269	0	15 043
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	1 474	335	0	1 809
Immobilisations corporelles en cours & avances s/immobilisations	685	221	- 593	313
Total	17 430	825	- 593	17 662
Amortissement et dépréciation	Au 31 déc. 2015	Dotations	Reprises	Au 31 déc. 2016
Constructions	9 402	472	0	9 874
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	296	267	0	563
Total	9 698	739	0	10 437
Montant net des immobilisations corporelles	7 732	86	- 593	7 225

L'augmentation des immobilisations corporelles comprend des constructions, agencements et installations pour un montant net de 11 milliers d'euros et des immobilisations en cours relatives à des aménagements pour un montant de 221 milliers d'euros.

4.3. Immobilisations financières

Immobilisations financières	Au 31 déc. 2015	Augmentation en 2016	Diminution en 2016	Au 31 déc. 2016
Participations	127 869	108	0	127 977
Dépréciation des participations	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	210	0	- 18	192
Titres auto-détenus	0	353	0	353
Dépréciation des titres auto-détenus	0	0	0	0
Autres actifs non courants	0	303	0	303
Total	128 079	764	- 18	128 825

Le poste « Participations » représente :

- 99,99 % du capital de Sartorius Stedim Bioprocess SARL, société tunisienne ;
- 100 % du capital de Sartorius Stedim Biotech GmbH, société de droit allemand, suite au rapprochement des groupes Sartorius et Stedim en juin 2007 ;
- 100 % du capital de Sartorius Stedim Aseptics S.A., société française acquise en 2004 ;

- 100 % du capital de Sartorius Stedim FMT S.A.S., société française créée en lien avec le traité d'apport partiel d'actif en 2013 ;

- Autres participations : 1,0 millier d'euros.

Ce poste représente la participation de Sartorius Stedim Biotech dans la société Sartorius Stedim Russie.

5. Détail des créances (en milliers d'euros)

Échéance des créances à la clôture de l'exercice

Nature de la créance	Montant net	Part à - d'1 an	Part à + d'1 an
Dépôts et cautionnements	192	0	192
Actifs immobilisés	192	0	192
Avances et acomptes	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Organismes sociaux	0	0	0
Impôts et taxes	5 352	5 352	0
Groupe	10 625	10 625	0
Débiteurs divers	2	2	0
Actif circulant	15 979	15 979	0
Charges constatées d'avance		0	0
Total des créances	16 171	15 979	192

Le poste « Groupe » (10 625 milliers d'euros) comprend les créances de filiales et correspond notamment à des avances en trésorerie via des comptes courants effectuées auprès des sociétés Sartorius Stedim Biotech GmbH, Sartorius Stedim Bioprocess Tunisie et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Le poste « Impôts et taxes » (5 325 milliers d'euros) comprend principalement la créance nette d'impôt relative à l'intégration fiscale.

6. Échéance des dettes à la clôture de l'exercice (en milliers d'euros)

Nature de la dette	Montant net	Part à - d'1 an	Part de 1 à 5 ans	Part à + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Moins de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Plus de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Concours bancaires courants et intérêts courus	0	0	0	0
Dettes fournisseurs	170	170	0	0
- dont effets de commerce	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	650	650	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0	0	0
Groupe et associés	51 504	51 504	0	0
Autres dettes	2	2	0	0
Total dettes	52 327	52 327	0	0

Le poste « Groupe et associés » (51 504 milliers d'euros) comprend les dettes vis-à-vis de filiales et correspond notamment aux avances en trésorerie liées à l'activité de cash-pooling via des comptes courants auprès des

sociétés Sartorius AG, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Sartorius Stedim France S.A.S., Sartorius Stedim Aseptics S.A. et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Les charges à payer incluses dans ces postes représentent 278 milliers d'euros et concernent les éléments suivants :

Nature des éléments	Au 31 déc. 2016
Frais bancaires à payer	0
Fournisseurs, factures non parvenues	194
Congés payés, charges sociales incluses	0
Primes, charges sociales incluses et intéressement	0
Organismes sociaux à payer	84
Charges fiscales à payer	0
Participation	0
Total des charges à payer	278

7. Tableau de variation des capitaux propres (en milliers d'euros)**7.1. Capitaux propres**

Les impacts de l'opération de fusion par absorption de la société VL Finance par la société Sartorius Stedim Biotech SA sont les suivants :

1/ Réduction du capital pour un montant de 1 642 milliers d'euros par la suppression de 1 642 095 actions détenues auparavant par VL Finance (impact corrélatif sur la prime de fusion : 2 843 milliers d'euros)

2/ Augmentation de capital pour un montant de 1 638 milliers d'euros par la création de 1 638 222 actions nouvelles (impact corrélatif sur la prime de fusion : 2 812 milliers d'euros,

3/ Imputation des frais relatifs à cette fusion (601 milliers d'euros) sur la prime d'émission à hauteur de 175 milliers d'euros et sur la prime de fusion à hauteur de 426 milliers d'euros).

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2016 a décidé de diviser le nominal de l'action (1,00 Euros) par 6 (soit 0,16 Euros) puis de le ramener à 0,20 Euros.

Cette opération s'est traduite par une augmentation de capital de 3 073 milliers d'euros par prélèvement sur la prime de fusion.

Au 31 décembre 2015, le capital social s'élevait à 15 367 milliers d'euros, répartis en 15 367 238 actions de valeur nominale égale à 1 €.

Au 31 décembre 2016, le capital social s'élève à 18 436 milliers d'euros, répartis en 92 180 190 actions de valeur nominale égale à 0,20€.

L'Assemblée générale du 5 avril 2016 a approuvé l'affectation du bénéfice de l'exercice de + 29 312 milliers d'euros, comme suit :

– prélèvement sur le report à nouveau :
– 1 423 milliers d'euros ;

– réserve légale : 1 millier d'euros.

Il a été distribué à titre de dividendes un montant de 30 734 milliers d'euros (soit un dividende net par action de 0,20€).

	Affectation du résultat de 2016		Affectation du résultat de 2016		Affectation du résultat de 2016		Capitaux propres avant affectation du résultat 2016
	Avant	Mouvements	Après	Augmentation	Diminution	Total	
Nombre d'actions	15 367 238		15 367 238	66 960 382	-9 852 570		92 180 190
Capital social	15 367		15 367	4 711	1 642		18 436
Prime d'émission ou d'apport	175		175		175		0
Prime de fusion	16 140		16 140	2 812	6 343		12 609
Réserve légale	1 536	1	1 537				1 537
Autres réserves	591		591				591
Report à nouveau	13 415	- 1 423	11 992		10		11 982
Distribution de dividendes	0	30 734	30 734		30 734		0
Résultat de l'exercice à affecter	29 312	(29 312)	0				0
Résultat de l'exercice en cours			0	54 324			54 324
Provisions réglementées	4 088		4 088				4 088
Total	80 624	0	80 623	61 847	38 904		103 566

7.2. Stock-options

Néant.

8. État des risques et provisions (en milliers d'euros)

8.1. Provisions

Nature des provisions	Provisions au 31 déc. 2015	Dotations 2016	Reprises 2016	Provisions au 31 déc. 2016
Provisions réglementées				
Sur amortissements dérogatoires	4 088	0	0	4 088
Sous-total (1)	4 088	0	0	4 088
Provisions pour risques et charges				
Sur risque de change	0	0	0	0
Sur charges	0	0	0	0
Sur impôts	0	0	0	0
Sous-total (2)	0	0	0	0
Total général	4 088	0	0	4 088

8.2. Exposition au risque de marché

Risque sur les flux d'exploitation

Au 31 décembre 2016, il n'y a pas de montants nets libellés en devises au sein des postes créances et dettes.

Situation fiscale et situation fiscale latente

L'entreprise a opté le 1^{er} janvier 2008 pour le régime d'intégration fiscale dans le cadre d'un groupe fiscal dont la société mère est la société Sartorius Stedim Biotech S.A. Les autres sociétés membres sont Sartorius

Stedim Aseptics S.A., Sartorius Stedim France S.A.S., Sartorius Stedim FMT S.A.S. et Sartorius Stedim Financière S.A.S.

Les sociétés membres constatent l'impôt comme en l'absence d'intégration. C'est la société mère qui bénéficie des économies d'impôts liées au correctif et au déficit des autres sociétés membres.

Pour l'année 2016, l'impact net au titre de l'intégration fiscale représente un produit de 3 170 milliers d'euros. Compte tenu du remboursement par l'Etat de la taxe sur les dividendes au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 et de la prise en compte des crédits d'impôt, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. a une créance sur l'Etat de 5 358 milliers d'euros.

9. Produits d'exploitation (en milliers d'euros)

9.1. Chiffre d'affaires par activité

Activité	Au 31 déc. 2016		Au 31 déc. 2015	
		%		%
Prestations de services	1 843	100 %	1 593	100 %
Total	1 843	100 %	1 593	100 %

9.2. Chiffre d'affaires par zone géographique

Zone géographique	Au 31 déc. 2016		Au 31 déc. 2015	
		%		%
France	1 843	100 %	1 593	100 %
Exportation	0		0	0 %
dont Europe communautaire et autres pays	0		0	
dont Continent nord-américain	0		0	
Total	1 843	100 %	1 593	100 %

Le chiffre d'affaires correspond au loyer payé par la société Sartorius Stedim FMT S.A.S. au titre de l'utilisation des locaux sis à Aubagne dans le cadre de son activité opérationnelle.

10. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2016			Au 31 déc. 2015		
	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt
Résultat courant	49 781	1 373	51 154	29 979	- 1 476	28 503
Résultat exceptionnel	0	0	0	- 14	0	- 14
Éléments liés à l'intégration fiscale	0	3 170	3 170	0	823	823
Résultat comptable	49 781	4 543	54 324	29 965	- 653	29 312

11. Information relative aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'administration au titre des jetons de présence s'élevaient à 283,2 milliers d'euros. Ils sont relatifs à l'exercice 2015 et ont été versés en 2016.

Aucun montant n'a été versé aux membres de la direction générale par Sartorius Stedim Biotech S.A. au cours de l'exercice 2016. Une partie de la rémunération de la direction générale a été refacturée par Sartorius AG à Sartorius Stedim Biotech S.A. pour un montant de 1 231 milliers d'euros.

12. Engagements financiers hors bilan (en milliers d'euros)

Nature de l'engagement	Nota	Au 31 déc. 2016	Au 31 déc. 2015
Engagements donnés			
Garanties données pour lignes de crédit bilatérales		0	0
Garanties données pour contrats de couverture de change		0	0
Contrats de location Et de leasing		0	0
Engagements reçus			
Capacité contractuelle d'emprunts auprès des établissements de crédit		0	0

Les engagements relatifs au contrat de location-financement sont résumés ci-après :

Crédit-baux	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Total	Valeur de rachat
Immobilisations corporelles					
Bâtiments et agencements	291	1 164	509	1 964	0
Total	291	1 164	509	1 964	

Crédit-baux	Valeur d'origine	Redevances de l'exercice	Redevances cumulées	Dotations aux amortissements de l'exercice	Dotations aux amortissements cumulées
Immobilisations corporelles					
Bâtiments et agencements	2 391	279	960	93	211
Total	2 391	279	960	93	211

Le bâtiment acquis en crédit-bail est devenu opérationnel au cours de l'exercice 2015.

13. Éléments concernant les parties liées (en milliers d'euros)

Les entreprises liées sont principalement sa maison mère, la société Sartorius AG, et les sociétés détenues par Sartorius Stedim Biotech S.A., à savoir les sociétés Sartorius Stedim FMT S.A.S., Sartorius Stedim Biopro-

cess SARL, Sartorius Stedim Aseptics S.A. et Sartorius Stedim Biotech GmbH.

La société Sartorius Stedim Biotech S.A. est consolidée dans les comptes de Sartorius AG, Weender Landstrasse 94 - 108, 37075 Goettingen (Allemagne).

Vous trouverez ci-après le tableau des principaux montants relatifs aux entreprises liées :

Postes	Au 31 déc. 2016	Au 31 déc. 2015
Participations	127 977	127 869
Créances clients et comptes rattachés	766	0
Autres créances	9 860	15 125
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	51 504	69 661
Produits de participation	54 965	34 405
Autres produits financiers	7	781
Charges financières	1 560	1 899

Vous trouverez ci-après le tableau des filiales et participations :

Au 31 déc. 2016	Capital social	Réserves prime d'émission et report à nouveau avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis non remboursés	Mouvement des cautions et avals	C.A. H.T. de l'exercice	Résultat net	Dividendes encaissés
				brute	nette					
Sartorius Stedim Biotech GmbH			100,00 %							
(Euros)	6 000	85 581		79 949	79 949		0	440 549	189 636	50 000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	42 940	2 259		42 940	42 940	- 12 626	0	145 445	-9 856	1 867
Sartorius Stedim Bioprocess SARL			99,99 %							
(Dinars)	5 950	2 743						40 476	2 228	0
(Euros)				3 132	3 132	2 735	0	18 282	1 006	0
Sartorius Stedim RUS			100,00 %							
(Roubles)	8 000	10 231						126 365	1 174	0
(Euros)		127		109	109	0	0	1 566	15	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.			100,00 %							
(Euros)	448	3 277		1 848	1 848	- 6 550	0	12 138	3 877	3 098
Au 31 déc. 2015	Capital social	Réserves prime d'émission et report à nouveau avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis non remboursés	Mouvement des cautions et avals	C.A. H.T. de l'exercice	Résultat net	Dividendes encaissés
				brute	nette					
Sartorius Stedim Biotech GmbH			100,00 %							
(Euros)	6 000	84 232		79 949	79 949	3 495	0	392 079	45 028	31 000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	42 940	0		42 940	42 940	- 30 722	0	129 737	4 667	600
Sartorius Stedim Bioprocess SARL			99,99 %							
(Dinars)	5 950	2 743						38 244	- 234	3 603
(Euros)				3 132	3 132	4 139	0	17 571	- 108	1 655
Sartorius Stedim RUS			100,00 %							
(Roubles)	10	0						72 818	- 1 171	0
(Euros)	0	0		0	0	0	0	1 067	- 17	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.			100,00 %							
(Euros)	448	3 277		1 848	1 848	- 5 906	0	8 057	2 196	1 150