

Assemblée générale annuelle mixte
 Le 5 avril 2016 à 13h30 au siège social à Aubagne

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

en milliers €	2011	2012	2013	2014	2015
Capital en fin d'exercice					
Capital social	10 386	10 395	10 396	15 359	15 367
	17 025	17 041	17 042	15 359	15 367
Nombre d'actions existantes	948	306	306	238	238
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	71 855	81 942	1 501	1 465	1 593
Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations-reprises					
sur amortissements et provisions	23 617	26 218	21 180	25 967	29 343
Impôts sur les bénéfices	1 069	678	292	468	-653
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultat net	23 860	26 198	20 875	24 845	29 312
Dividendes versés ou proposition de distribution	13 783	15 327	16 878	18 412	19 967
Résultats par action					
Résultat après impôt et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,45	1,58	1,26	1,66	1,95
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1,40	1,54	1,22	1,62	1,91
Dividende attribué à chaque action	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
Personnel					
Nombre de salariés	336	388	0	0	0
Montant de la masse salariale	11 843	14 171	0	0	0
Montant des sommes versées au titre des charges sociales	6 574	7 969	0	0	0