

Le Conseil d'administration et ses Comités

Conseil d'administration

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de dix membres, dont quatre membres indépendants. Les administrateurs sont nommés pour un mandat de trois ans.

L'organisation des travaux du Conseil comme sa composition sont appropriés à la composition de l'actionnariat, à la dimension et à la nature de l'activité de Sartorius Stedim Biotech S.A. comme aux circonstances particulières qu'elle peut traverser.

Composition au 31 décembre 2016

Pour des raisons historiques liées à l'actionnariat de la société, la composition du Conseil d'administration et de ses Comités reflétait la recherche par notre actionnaire de référence d'un équilibre pérenne entre les administrateurs représentant ces actionnaires, les administrateurs indépendants et les dirigeants.

Notre actionnaire de référence assume une responsabilité propre à l'égard des autres actionnaires, directe et distincte de celle du Conseil d'administration. Il veille avec une particulière attention à prévenir les éventuels conflits d'intérêts, à la transparence de l'information fournie au marché et à tenir équitablement compte de tous les intérêts.

Le Conseil d'administration s'interroge chaque année sur l'équilibre souhaitable de sa composition et de celle des Comités qu'il constitue en son sein, notamment dans la représentation des femmes et des hommes, les nationalités et la diversité des compétences, en prenant des dispositions propres à garantir aux actionnaires et au marché que ses missions sont accomplies avec l'indépendance et l'objectivité nécessaires. Il rend public dans le document de référence les objectifs, les modalités et les résultats de sa politique en ces matières.

M. Joachim Kreuzburg

Président-directeur général
Né le 22 avril 1965
Nationalité : allemande

Première nomination le 29 juin 2007
Mandat renouvelé le 05 avril 2016
Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 6

Autres fonctions et mandats d'administrateur actuels, dans le groupe :

Président du Directoire de Sartorius AG,
Vice-président du Conseil de surveillance de Sartorius Stedim Biotech GmbH,
Gérant de Sartorius Lab Holding GmbH,
Gérant de Sartorius Corporate Administration GmbH,
Gérant de SI Weende-Verwaltungs-GmbH,
Gérant de SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH,
Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim North America Inc.,
Membre du Conseil d'administration de IntelliCyt Corporation,
Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Filters Inc.,
Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Japan K.K.,
Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Lab Ltd.,
Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim BioOutsource Ltd.,
Membre du Conseil d'administration de Denver Instrument (Beijing) Co. Ltd.,
Membre du Conseil d'administration de Sartorius North America Inc.,
Président et membre du Comité exécutif de Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Mandats d'administrateurs achevés, exercés au cours des cinq dernières années, dans le groupe :

Vice-président du Conseil de surveillance de Sartorius Weighing Technology GmbH,
Président de VL Finance S.A.S., Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim SUS Inc., Membre du Conseil d'administration de kSep Holdings, Inc.,

Membre du Conseil d'administration de ViroCyt, Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Hong Kong Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Japan K.K.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Biohit Liquid Handling OY.

Autres fonctions et mandats d'administrateur actuels, en dehors du groupe :

Membre du Conseil de surveillance de Carl Zeiss AG, Allemagne,
 Président du Comité consultatif de Otto Bock Holding GmbH & Co. KG, Allemagne,
 Membre du Comité consultatif de Commerzbank AG, Allemagne,
 Membre du Comité consultatif économique de Norddeutsche Landesbank, Allemagne.

Mandats d'administrateur achevés, exercés au cours des cinq dernières années, en dehors du groupe :

Membre du Comité consultatif du groupe Hameln GmbH, Allemagne

Formation et parcours professionnel :

Ingénieur en génie mécanique, Dr. rer. pol.,
 Titulaire d'un doctorat en économie et d'un diplôme universitaire en génie mécanique.

1992–1995	Assistant scientifique à l'institut de recherche sur l'énergie solaire de Basse-Saxe (Hamelin)
1995–1999	Assistant scientifique au département de sciences économiques de l'université de Hanovre
Depuis le 01/05/1999	Sartorius AG, Goettingen, Allemagne Dernier poste avant d'entrer au Directoire : vice-président finance et relations investisseurs
Depuis le 11/11/2002	Membre du Directoire de Sartorius AG, Goettingen, Allemagne
Du 01/05/2003 au 10/11/2005	Porte-parole du Directoire de Sartorius AG, Goettingen, Allemagne
Depuis le 11/11/2005	Président-directeur général et président du Directoire de Sartorius AG, Goettingen, Allemagne. A ce jour responsable des opérations, de la stratégie groupe, des affaires juridiques, des règles de conformité, et de la communication groupe.

M. Volker Niebel

Membre exécutif – Directeur général délégué aux opérations et systèmes d'information
 Né le 14 août 1956
 Nationalité : allemande

Première nomination le 29 juin 2007
 Mandat renouvelé le 05 avril 2016
 Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Démission : M. Volker Niebel a démissionné le 31 décembre 2016 de ses fonctions de directeur général délégué et administrateur de la société

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 656

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, dans le groupe :

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim North America Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius North America Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Filters Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim India Pvt. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Lab Ltd.,
 Membre du Comité exécutif de Sartorius Stedim Aseptics S.A.S.,
 Gérant de Sartorius Stedim Bioprocess SARL,
 Membre du Comité exécutif de Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Mandats d'administrateur achevés, exercés au cours des cinq dernières années, dans le groupe :

Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Biohit Biotech (Suzhou) Co. Ltd.,
 Directeur général de Sartorius Stedim FMT S.A.S.,
 Membre du Conseil d'administration de kSep Holdings, Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de ViroCyt, Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de IntelliCyt Corporation,
 Membre du Conseil d'administration de

Sartorius Stedim SUS Inc.,
Gérant de Sartorius Stedim Biotech SARL,
Gérant de Sartorius Stedim Integrated Services SARL,
Gérant de Sartorius Stedim SUS SARL.
Formation et parcours professionnel :

Titulaire d'un diplôme universitaire en économie et administration des affaires

1983–1985 Schmidt & Clemens, Lindlar, Allemagne
Directeur commercial chez
Petro Chemical Industry, Etats-Unis
1985–1998 Gambro AB, Lund, Suède
1998–2001 Skanska AB, Malmö, Suède
Membre de la direction générale de
Poggenpohl GmbH, Herford,
Allemagne
2001–2007 Sartorius AG, Goettingen, Allemagne
Dernier poste : vice-président senior
exploitation, division Biotech
2007 – 2014 Gérant de Sartorius Stedim
Biotech GmbH, Goettingen, Allemagne
Depuis 2010 Membre du Comité exécutif groupe du
groupe Sartorius

M. Oscar-Werner Reif

Membre exécutif – Directeur général délégué
à la recherche et au développement
Né le 11 novembre 1964
Nationalité : allemande

Première nomination le 21 avril 2009
Mandat renouvelé le 7 avril 2015
Date d'expiration du mandat : Assemblée générale
appelée à statuer en 2018 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2017

Démission : M. Oscar-Werner Reif a démissionné le
31 décembre 2016 de ses fonctions de directeur gé-
néral délégué et administrateur de la société

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech
détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels,
dans le groupe :

Membre du Conseil d'administration de
Sartorius Stedim Switzerland, AG, Suisse.

Mandats d'administrateur achevés, exercés au
cours des cinq dernières années, dans le groupe :

Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH.

Formation et parcours professionnel :

Doctorat en génie chimique, diplôme universitaire
de la chimie et biologie moléculaire

1991 - 1995 Associé en recherche à l'institut
« Chemical Engineering » de
l'université de Hanovre, Allemagne
1995 - 2009 Sartorius AG Goettingen, Allemagne
Dernier poste : directeur général
délégué en R&D et Technologies
2007 - 2009 Sartorius Stedim Biotech GmbH
Dernier poste : directeur général
délégué R&D et Technologies
2009 - 2014 Gérant de Sartorius Stedim
Biotech GmbH, Goettingen, Allemagne
Depuis 2010 Membre du Comité exécutif groupe
du groupe Sartorius

M. Reinhard Vogt

Membre exécutif – Directeur général délégué au
marketing, aux ventes et aux services
Né le 4 août 1955
Nationalité : allemande

Première nomination le 29 juin 2007
Mandat renouvelé le 05 avril 2016
Date d'expiration du mandat : Assemblée générale
appelée à statuer en 2019 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2018

Démission : M. Reinhard Vogt a démissionné le
31 décembre 2016 de ses fonctions de directeur gé-
néral délégué et administrateur de la société

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech
détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels,
dans le groupe :

Membre du Directoire de Sartorius AG,
Membre du Conseil d'administration de
Sartorius Stedim North America Inc.,
Membre du Conseil d'administration de
Sartorius North America Inc.,
Membre du Conseil de direction de
AllPure Technologies LLC,
Membre du Conseil d'administration de
Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd.,
Membre du Conseil d'administration de
Sartorius (Shanghai) Trading Co. Ltd.,
Membre du Conseil d'administration de
Sartorius Stedim (Shanghai) Trading Cp. Ltd,

Membre du Conseil d'administration de TAP Biosystems Group Ltd.,		A ce jour : responsable du marketing, des ventes et services.
Membre du Conseil d'administration de The Automation Partnership (Cambridge) Ltd.,	2007 - 2014	Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, Allemagne

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim BioOutsource Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Switzerland AG,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Japan K.K.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Korea Ltd.

Mme Liliane de Lassus

Membre non exécutif
 Administrateur indépendant
 Née le 29 décembre 1943
 Nationalité : française

Mandats d'administrateur achevés, exercés au cours des cinq dernières années, dans le groupe :

Première nomination le 19 mai 2006 ⁽¹⁾
 Mandat renouvelé le 05 avril 2016
 Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim SUS Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de kSep Holdings, Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de ViroCyt, Inc.,
 Membre du Conseil d'administration de IntelliCyt Corporation,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim India Pvt. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Australia Pty. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Denver Instrument (Beijing) Co. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Hong Kong Ltd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd.,
 Membre du Conseil d'administration de Sartorius Japan K.K.,
 Gérant de Sartorius Weighing Technology GmbH,
 Gérant de Sartorius Stedim Biotech GmbH,
 Gérant de Sartorius Lab Holding GmbH.

⁽¹⁾ Le mandat de Mme Liliane de Lassus est à ce jour continu. Mme Liliane de Lassus a été nommée membre du Conseil d'administration de Stedim S.A. le 19 mai 2006, société dont la dénomination sociale a été modifiée en Sartorius Stedim Biotech S.A. le 29 juin 2007 suite au rachat par Sartorius AG.

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, en dehors du groupe :

Gérant de L2L Conseil SARL
 (conseil dans le management des hommes)

Formation et parcours professionnel :

Ph. D en chimie organique (1972), MBA (1966),
 Master en sanskrit (1969).

Formation et parcours professionnel :

Titulaire d'un diplôme d'administration commerciale et industrielle

1979-1983	Sarstedt AG, Nuembrecht, Allemagne Directeur général de Sarstedt AB, Suède
1983-2007	Sartorius AG, Goettingen, Allemagne Dernier poste : Vice-président senior Ventes et marketing, division Biotech
Depuis 2009	Membre du Directoire de Sartorius AG, Goettingen, Allemagne

1969-1977	Chargée de recherches au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), puis à l'université de Californie de Berkeley (Etats-Unis)
1977-1981	PSA - Automobiles Citroën, chef de département Plan Programmes
1981-1985	Renault Automation (robotique) : Vice président planification stratégique
1985-1989	Présidente et directeur général d'une start-up high-tech, spécialisée en intelligence artificielle (Cognitech)
1989-2005	Consultante en gestion des ressources humaines pour les postes de direction, notamment dans des environnements multiculturels
2005-2007	Directeur général de Stedim Biosystems

2007 – 2008 Directeur général délégué de Sartorius Stedim Biotech
 Depuis mai 2008 Gérant de L2L Conseil SARL : conseil dans le management des hommes

M. Bernard Lemaître

Membre non exécutif
 Né le 16 décembre 1938
 Nationalité : française

Première nomination le 27 septembre 1978 ²⁾
 Mandat renouvelé le 05 avril 2016
 Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

2)Le mandat de M. Bernard Lemaître est à ce jour continu. M. Bernard Lemaître a été nommé membre du Conseil d'administration de Stedim S.A. le 27 septembre 1978, société dont la dénomination sociale a été modifiée en Sartorius Stedim Biotech S.A. le 29 juin 2007 suite au rachat par Sartorius AG.

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, en dehors du groupe :

Président de Financière de la Seigneurie S.A.S. (La Ciotat),
 Membre du Conseil d'administration de Senova Systems Inc. (USA),
 Membre du Conseil d'administration de Sycovest Asset Management (Paris),
 Membre du Conseil de surveillance de Azulis Capital SA (Paris),
 Membre du Conseil de surveillance de Solon Ventures Ltd. (Londres),
 Membre du Conseil de surveillance de Qualium Investments SAS (Paris).

Formation et parcours professionnel :
 1979–2007 Fondateur, Président-directeur général de Stedim S.A.

M. Arnold Picot

Membre non exécutif
 Né le 28 décembre 1944
 Nationalité : allemande

Première nomination le 29 juin 2007
 Mandat renouvelé le 05 avril 2016
 Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, dans le groupe :

Président du Conseil de surveillance de Sartorius AG,
 Président du Conseil de surveillance de Sartorius Stedim Biotech GmbH.

Mandats d'administrateur achevés, exercés au cours des cinq dernières années, dans le groupe :

Président du Conseil de surveillance de Sartorius Weighing Technology GmbH.

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, en dehors du groupe :

Membre du Conseil de surveillance de Takkt AG,
 Membre du Conseil de surveillance du WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH et WIK-Consult GmbH.

Formation et parcours professionnel :

Titulaire d'un diplôme en gestion commerciale,
 Dr, professeur universitaire, docteur honoris causa

1970–1975 Assistant de recherche et professeur assistant, université de Munich
 1976–1984 Professeur d'université, faculté de gestion des entreprises, université de Hanovre, directeur de l'institut de gestion et d'organisation
 1980–1981 Professeur invité, université de Stanford, Californie
 1984–1987 Professeur d'université, faculté de gestion des entreprises, université technique de Munich, directeur de l'institut de gestion d'entreprises générales et industrielles
 1988 – 2013 Professeur d'université, directeur exécutif de l'institut d'information, d'organisation et de gestion des entre-

2004–2005 prises à la faculté d'économie de l'université Ludwig Maximilian de Munich
 Professeur invité à Konrad Adenauer, université de Georgetown, Washington (District de Columbia), Etats-Unis

Depuis 2013 Chercheur au centre d'information, d'organisation et de management de la faculté d'économie de l'université Ludwig Maximilian de Munich

M. Henri Riey

Membre non exécutif
 Administrateur indépendant
 Né le 5 novembre 1961
 Nationalité : monégasque

Première nomination le 19 mai 2006 (3)
 Mandat renouvelé le 05 avril 2016
 Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
 (3) Le mandat de M. Henri Riey est à ce jour continu.
 M. Henri Riey a été nommé membre du Conseil d'administration de Stedim S.A. le 19 mai 2006.
 Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 100

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, en dehors du groupe :

Président de Aidea,
 Président du groupe HR SAS,
 Directeur de la Fondation Princesse Grace, Monaco.

Formation et parcours professionnel :

Diplômé de l'institut supérieur de gestion (France)

1985–1988 Gestionnaire de fonds à Paribas
 1988–1996 Gestionnaire de fonds, responsable de l'équipe de gestion des fonds européens de valeurs mobilières à la Barclays, France
 1996–1999 Directeur de recherche, Barclays Asset Management Europe
 1999–2004 Vice-président Barclays Asset Management, en charge de toutes les activités de gestion de fonds
 2004–2013 Directeur financier de Hedyplan SA

Mme Anne-Marie Graffin

Membre non exécutif
 Administrateur indépendant
 Née le 3 mai 1961
 Nationalité : française

Première nomination le 7 avril 2015
 Date d'expiration du mandat : Assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
 Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels, en dehors du groupe :
 Membre du Conseil de surveillance Valneva S.E.,
 Membre du Conseil de surveillance Nanobiotix S.A.,
 Gérant SMAG Consulting SARL.

Mandats d'administrateur achevés, exercés au cours des cinq dernières années, en dehors du groupe :

Membre du Conseil d'administration de Themis Bioscience GmbH,
 Membre du Conseil d'administration de Sanofi Pasteur MSD Portugal,
 Membre du Conseil d'administration de Sanofi Pasteur MSD Espagne,
 Membre du Conseil d'administration de Sanofi Pasteur MSD UK,
 Membre du Conseil d'administration de Sanofi Pasteur MSD Irlande.

Formation et parcours professionnel :

Diplômée de l'ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales)

1984 - 1987 International Distillers and Vintners, chef de produits France
 1988 - 1990 Laboratoires URGO, responsable marketing
 1991 - 1995 RoC S.A (Johnson & Johnson), chef de groupe marketing international
 1998 - 2000 Sanofi Pasteur MSD, chef de produits France vaccins adultes
 2001 - 2005 Sanofi Pasteur MSD, chef de gamme puis directeur marketing Europe vaccins adultes
 2006 - 2008 Sanofi Pasteur MSD, directeur exécutif business management
 2009 - 2010 Sanofi Pasteur MSD, vice-président business management
 Depuis 2011 Gérant SMAG Consulting Sarl, conseil biotech et medtech stratégie et management

Mme Susan Dexter

Membre non exécutif
Administrateur indépendant
Née le 11 octobre 1955
Nationalité : américaine

Première nomination le 7 avril 2015
Date d'expiration du mandat : Assemblée générale
appelée à statuer en 2018 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2017

Nombre d'actions de Sartorius Stedim Biotech
détenues : 6

Autres mandats d'administrateur et postes actuels en
dehors du groupe :

BioSense Technologies, Woburn, Massachusetts, USA,
Technologie de diagnostic clinique basé sur
l'impédance cellulaire.

Mandats d'administrateur achevés, exercés au cours
des cinq dernières années, en dehors du groupe :

Kalon Biotherapeutics, College Station, Texas, USA,
Chief Medical Officer.

Formation et parcours professionnel :

American University, Washington, D.C., USA,
Licence en immunologie et marketing
Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA,
Harvard University, Technique de négociations pour
juristes
Formation professionnelle de Harvard University en
finance pour directeurs non financiers au titre de la
société Dow Chemical

1975 - 1980	Université de Massachusetts Medical School, Recherche, culture de cellules de mammifères, études de toxicologie animale, recherche fondamentale
1980 - 1986	Recherche collaborative, ventes de produits de biotechnologie sur les marchés émergents pour des bioprocédés et des matières premières en bioproduction
1986 - 1998	Celltech Biologics, Lonza Biologics, Développement d'entreprise, Biotraitement et fabrication de biothérapies s'appuyant sur la biotechnologie

1998 - 2004 Collaborative BioAlliance, Dow Chemical Company (Dow Biotechnology Contract Manufacturing Services), vice-président, Développement de l'activité des services de fermentation microbienne, technologie et mise en place des technologies de biotraitement à usage unique

2004 - 2008 Xcellerex, Inc (devenu GE Healthcare), Chief Business Officer, Chief Medical Officer des services de technologie des biotraitements avec intégration de la biotechnologie à usage unique, vente des technologies de biotraitement à usage unique

Depuis 2008 Latham Biopharm Group, Consultant expert, vice-président du développement d'entreprise aux Chief Medical Officers pour des contrats de services dans l'industrie des sciences du vivant de la biotechnologie, conseils en stratégie, mise en place de la technologie des produits à usage unique et jetable, projet de gestion et développement marketing d'activités à objectifs ambitieux, conseiller et porte-parole de BioProcess International

Domiciliations

Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du Conseil d'administration et de la direction générale sont domiciliés au siège social de l'entreprise.

Administrateurs indépendants

La société étant contrôlée par un actionnaire majoritaire, la part des administrateurs indépendants doit être d'au moins un tiers. Au 31 décembre 2016, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. est composé de 40% de membres indépendants au regard des critères d'indépendance définis par le code AFEP-MEDEF.

Conformément aux principes de gouvernance d'entreprise, les membres indépendants ne doivent être ni actionnaires, ni même clients, fournisseurs ou banquiers majeurs du groupe ; ils ne doivent avoir aucune relation susceptible d'influencer leur jugement.

Conformément au règlement du Conseil d'administration et en application du Code AFEP-MEDEF, un débat sur l'indépendance des administrateurs en exercice a lieu chaque année à la lumière des critères suivants :

- Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d'une société qu'elle consolide et ne pas l'avoir été au cours des cinq années précédentes (critère 1).
- Ne pas être mandataire social d'une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d'administrateur (critère 2).
- Ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement significatif de la société ou de son groupe, ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l'activité (critère 3).
- Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social (critère 4).
- Ne pas avoir été auditeur de l'entreprise au cours des cinq années précédentes (critère 5).
- Ne pas être administrateur de l'entreprise depuis plus de douze ans (critère 6).

En sus des critères ci-dessus indiqués, le Conseil d'administration analyse d'autres facteurs tels l'ancienneté au Conseil, la capacité de compréhension des enjeux et des risques, est également évaluée avant de statuer sur la qualification d'indépendance d'un administrateur.

- Plus particulièrement, en ce qui concerne le critère d'ancienneté, le Conseil ne considère pas strictement ce dernier comme neutralisant la caractéristique d'indépendance de l'administrateur mais comme une qualité visant à renforcer l'esprit critique et l'ouverture notamment en permettant une capacité de questionnement plus grande nécessaire quant aux directions prises par la société. Pour plus d'informations se référer à la section « Gouvernement d'Entreprise – Ecarts dans l'application des recommandations du code AFEP-MEDEF », du Document de Référence.

- Dans le cadre de l'évaluation du Conseil d'administration, le Conseil d'administration a passé en revue la liste des critères ci-dessus et constate qu'à ce jour il comporte quatre administrateurs indépendants : Mme Susan Dexter, Mme Anne-Marie Graffin, Mme Liliane de Lassus et M. Henri Riey.

Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Le Conseil d'administration s'interroge chaque année sur l'équilibre souhaitable de sa composition et de celle de ses Comités en recherchant, notamment, une représentation équilibrée des hommes et des femmes, une grande diversité des compétences et des pays d'origine, illustrant au mieux l'activité de la société à la fois haute en technicité et mondiale.

Plus particulièrement en ce qui concerne le pourcentage de 40% de femmes à atteindre dans le cadre des dispositions de l'Article L 225-18-1 du Code de commerce, le Conseil d'administration a mis en oeuvre tous les efforts de recherche avant tout des administratrices compétentes, indépendantes, et impliquées ayant un niveau d'expertise certain dans le domaine des biotechnologies ou connexes.

Evaluation du Conseil d'administration

Le règlement intérieur du Conseil d'administration prévoit qu'une fois par an, le Conseil consacre un point de son ordre du jour à un débat sur son fonctionnement et à veiller à ce qu'une évaluation formalisée soit réalisée. A cet effet, tous les membres du Conseil ont répondu fin novembre 2016 à un questionnaire sur les thèmes suivants :

- la composition du Conseil ;
- le mode et la structure de gouvernance ;
- l'efficacité du Conseil d'administration ;
- les méthodes de travail du Conseil ;
- les domaines de compétences des membres du Conseil ;
- les axes d'amélioration.

Il en ressort des résultats satisfaisants quant à la fluidité de l'information illustrant une qualité du travail d'équipe des membres du Conseil et une convergence des points de vues.

Règlement intérieur du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est doté d'un règlement intérieur qui définit et contient les règles de fonctionnement de cet organe relatif à ses attributions, l'assiduité de ses membres, les opérations nécessitant une approbation et une validation préalable avec un certain nombre de seuils de déclenchements. Il comporte en annexe la charte de l'administrateur qui définit les droits et obligations de ce dernier notamment en ce qui concerne les règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêt.

Echelonnement des mandats

Conformément au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF, l'échelonnement des mandats doit être organisé de façon à éviter un renouvellement en bloc et à favoriser un renouvellement harmonieux des administrateurs. Au 31 décembre 2016, la règle afférente à l'échelonnement est respectée. Le Conseil d'administration a été renouvelé à hauteur de sept membres en 2016. Sept mandats ont ainsi été renouvelés en Assemblée générale annuelle mixte du 5 avril 2016, par résolutions ordinaires.

Cumul des mandats

Conformément au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF, un dirigeant mandataire social ne doit pas exercer plus de deux autres mandats d'administrateurs dans des sociétés cotées extérieures à son groupe, y compris étrangères. Il doit en outre recueillir l'avis du Conseil avant d'accepter un nouveau mandat social dans une société cotée.

En outre, un administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. Cette recommandation s'applique lors de la nomination ou du prochain renouvellement du mandat de l'administrateur.

Autres informations

Au cours de l'exercice 2016, le Conseil d'administration s'est réuni huit fois.

Conformément aux statuts de la société Sartorius Stedim Biotech S.A., chaque administrateur détient personnellement à minima une action de la société.

Tous les administrateurs respectent les limites suivantes en matière de nombre de mandats au sein de sociétés cotées :

- Pour les dirigeants mandataires sociaux : limité à deux mandats pour les autres sociétés cotées extérieures au groupe,
- Pour les autres administrateurs : limité à quatre mandats pour les autres sociétés cotées extérieures au groupe.

À la connaissance de l'entreprise, au cours des cinq dernières années :

- Aucune condamnation pour fraude et|ou aucune incrimination et|ou sanction publique officielle n'a été prononcée à l'encontre d'un administrateur par des autorités statutaires ou réglementaires.
- Aucun administrateur n'a été associé en tant que gérant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation.
- Aucun administrateur n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'un émetteur ou de participer à la gestion ou à la conduite des affaires d'un émetteur.

À la connaissance de l'entreprise, il n'existe aucun lien familial entre les membres du Conseil d'administration.

En outre, à la connaissance de l'entreprise, il n'existe aucun conflit d'intérêts entre les attributions des membres du Conseil d'administration et leurs intérêts privés et|ou leurs autres attributions. Les administrateurs sont tenus de porter immédiatement à la connaissance du Conseil d'administration tout conflit d'intérêts, même potentiel, qu'ils découvriraient, ainsi que de s'abstenir de participer aux discussions concernées et au vote de la résolution correspondante.

À la connaissance de l'entreprise, aucun arrangement ni accord n'a été conclu avec les actionnaires, clients, fournisseurs, etc., en vue de la nomination d'un administrateur.

À la connaissance de l'entreprise, aucun administrateur n'est lié au groupe Sartorius Stedim Biotech par un contrat de service qui lui conférerait des avantages.

Les mesures mises en place pour s'assurer que le contrôle ne se fait pas de manière abusive sont les suivantes :

- Quatre membres indépendants du Conseil sur dix sont membres du Conseil d'administration.
- Deux membres indépendants du Conseil sur quatre sont membres du Comité d'audit.
- Deux membres indépendants du Conseil sur quatre sont membres du Comité des rémunérations.

Comité d'audit

Le Comité d'audit assiste le Conseil d'administration dans les domaines concernant la politique comptable, le reporting, le contrôle interne et externe, la communication financière ainsi que la gestion des risques qu'encourt la société.

Missions du Comité d'audit

En matière de politique comptable et de contrôle interne, le Comité d'audit a pour missions de :

- procéder, dès que possible, mais dans tous les cas avant l'examen des comptes sociaux annuels et le cas échéant, des comptes consolidés, par le Conseil d'administration, à la revue de tous les états financiers, semestriels et annuels, sociaux et, le cas échéant, consolidés, y compris leurs annexes et, le cas échéant, le rapport de gestion présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et présenter au Conseil d'administration ses observations. Lors de l'examen des comptes, le Comité se penche sur les opérations importantes à l'occasion desquelles aurait pu se produire un conflit d'intérêts.
- s'assurer de la pertinence du choix des méthodes et des procédures comptables décidées par la société et de vérifier leur juste application ;
- contrôler le traitement comptable de toute opération significative réalisée par la société ;
- s'assurer que les procédures internes de collecte et de contrôle des données permettent de garantir la qualité et la fiabilité des comptes sociaux annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés de la société ;
- examiner le périmètre des sociétés consolidées et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des sociétés n'y seraient pas incluses.

En matière de contrôle externe, le Comité d'audit a pour mission de :

- soumettre au Conseil d'administration des recommandations concernant les commissaires aux comptes en vue de leur nomination ou de leur renouvellement par l'assemblée générale des actionnaires, analyser et émettre un avis sur la définition, l'étendue et le calendrier de leur mission et leurs honoraires. A cette fin, le Comité pilote la procédure de sélection des commissaires aux comptes et soumet au Conseil d'administration une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale. Le Comité propose au Conseil la procédure de sélection et notamment s'il y a lieu de recourir à un appel d'offres. Il supervise l'appel d'offres et valide le cahier des charges et le choix des cabinets consultés, en veillant à la sélection du « mieux-disant » et non du « moins-disant ».

- s'assurer de l'indépendance des commissaires aux comptes.

En matière d'analyse et de prévention des risques, le Comité d'audit a pour mission de :

- analyser tout litige, y compris fiscal, de nature à avoir un impact significatif sur les comptes sociaux et, le cas échéant, les comptes consolidés de la société ou sur sa situation financière ;
- examiner l'exposition aux risques financiers significatifs de la société. Le Comité examine les risques et les engagements hors-bilan significatifs, apprécie l'importance des dysfonctionnements ou faiblesses qui lui sont communiqués et informe le Conseil, le cas échéant,
- revoir les conclusions des rapports d'audit interne ;
- vérifier l'application satisfaisante des contrôles internes et des procédures de compte rendu d'informations.

En matière de communication financière, le Comité d'audit a pour mission de procéder à la revue des projets de communication financière de la société sur les comptes sociaux semestriels et annuels ainsi que sur le chiffre d'affaires trimestriel.

Compte tenu de ses attributions, le Comité d'audit entend les commissaires aux comptes, mais également les directeurs financiers, comptables et de la trésorerie. Ces auditions doivent pouvoir se tenir, lorsque le Comité le souhaite, hors la présence de la direction générale de l'entreprise.