

## Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Prof. David Ebsworth, Ph. D, Overath

Né en 1954

### Parcours professionnel

- Depuis 2015 Conseil auprès d'entreprises dans le domaine de la santé et auprès d'investisseurs financiers et investisseurs providentiels pour certaines sociétés du secteur de la santé
  - Depuis 2018 : Pharma Investments SA, Luxembourg – Membre du Conseil d'administration (non exécutif)
  - Depuis 2018 : Actimed Therapeutics Ltd, Grande-Bretagne – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
  - Depuis 2017 : Kyowa Kirin International plc, Grande-Bretagne – Membre du Conseil d'administration (non exécutif)
  - Depuis 2016 : Opterion Health AG, Suisse – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
  - Depuis 2016 : Interpharma Investments Ltd, Îles Vierges britanniques – Membre du Conseil d'administration (non exécutif)
  - Depuis 2016 : Surrey Business School, Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne – Professeur invité
- Depuis 2014 Verona Pharma plc, Grande-Bretagne (cotée en bourse) – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
- 2009–2015 Galenica SA, Suisse
- 2014–2015 Suivi de projets pour le président-directeur général de Vifor Pharma et Galenica Santé jusqu'à la retraite
- 2012–2014 Président-directeur général et président du comité de direction du groupe (Zurich et Berne, Suisse)
- 2009–2014 Président-directeur général de Vifor Pharma SA et membre du comité de direction du groupe chez Galenica SA
- 2003–2009 Différentes fonctions en tant que directeur non exécutif et conseiller d'investisseurs financiers et industriels
- 2002–2003 Oxford Glycosciences Ltd, Grande-Bretagne – Président-directeur général
- 1983–2002 Bayer AG, Allemagne
- 2000–2002 Président et directeur, Pharmaceuticals
- 1995–1999 Président, division Pharmaceutical Amérique du Nord

1983-1995 Différentes fonctions (spécialités : marketing, ventes, opérations commerciales)

## Formation

- Licence de chimie et d'allemand (1976), Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne
- Ph. D. en relations industrielles comparatives (1980), Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne
- Doctorat Honoris Causa décerné par l'université de New Haven, Connecticut, États-Unis (2000)

## Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les SA

- Verona Pharma plc, Grande-Bretagne (cotée en bourse) – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
- Pharma Investments SA, Luxembourg – Membre du Conseil d'administration (non exécutif)
- Actimed Therapeutics Ltd, Grande-Bretagne – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
- Kyowa Kirin International plc, Grande-Bretagne – Membre du Conseil d'administration (non exécutif)
- Opterion Health AG, Suisse – Président du Conseil d'administration (non exécutif)
- Interpharma Investments Ltd, Îles Vierges britanniques – Membre du Conseil d'administration (non exécutif)

## Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Conseiller pour divers investisseurs financiers et entreprises du secteur de la santé
- Surrey Business School, Université de Surrey, Guildford, Grande-Bretagne, professeur invité
- Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les SA