

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Prof. David Ebsworth, PhD, Overath

geb. 1954 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG seit Januar 2020

Beruflicher Werdegang

- | | |
|-----------|--|
| Seit 2015 | selbstständiger Berater ausgewählter Unternehmen im Bereich Healthcare und Finanzinvestoren sowie Angel Investor bei ausgesuchten Firmen der Gesundheitsbranche |
| 2009–2015 | Galenica AG, Schweiz

2014–2015: Projektbegleitung für den Vorstandsvorsitzenden von Vifor Pharma sowie von Galenica Santé bis zum Erreichen des Ruhestandsalters

2012–2014: Vorstandsvorsitzender sowie Vorsitzender des Konzernleitungsausschusses (Zürich und Bern, Schweiz)

2009–2014: Vorstandsvorsitzender von Vifor Pharma AG sowie Mitglied des Konzernleitungsausschusses der Galenica AG |
| 2003–2009 | Verschiedene Positionen als nicht-exekutiver Direktor und Berater für Industrie und Finanzinvestoren |
| 2002–2003 | Oxford Glycosciences Ltd, Großbritannien - Vorstandsvorsitzender |
| 1983–2002 | Bayer AG, Deutschland

2000–2002 Geschäftsbereichsleiter, Pharmaceuticals

1995–1999 Präsident, North American Pharmaceutical Division

1983–1995 Verschiedene Positionen (mit Schwerpunkt Marketing, Sales, Business Operations) |

Ausbildung

- Dr. h.c., verliehen von der University of New Haven, Connecticut, USA (2000)
- Ph.D. in Comparative Industrial Relations (1980), University of Surrey, Guildford, Großbritannien
- B.Sc. in Chemie und Deutsch (1976), University of Surrey, Guildford, Großbritannien

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Synlab AG, München (*börsennotiert*) – Vorsitzender des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Verona Pharma plc, Großbritannien (*börsennotiert*) – Vorsitzender des Board of Directors (*nicht-exekutiv*)
- Actimed Therapeutics Ltd, Großbritannien – Vorsitzender des Board of Directors (*nicht-exekutiv*)
- Kyowa Kirin International plc, Großbritannien – Mitglied des Board of Directors (*nicht-exekutiv*)
- Opterion Health AG, Schweiz – Präsident des Verwaltungsrats (*nicht-exekutiv*)
- Interpharma Investments Ltd, Britische Jungferninseln – Mitglied des Board of Directors (*nicht-exekutiv*)

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Berater für verschiedene Healthcare-Unternehmen und Finanzinvestoren
- Business School der University of Surrey, Guildford, Großbritannien, Gastprofessor
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG