

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Prof. Dr. Thomas Scheper, Hanovre

Né en 1956

Parcours professionnel :

- | | |
|-------------|---|
| Depuis 1995 | Institut de génie chimique de l'Université Gottfried Wilhelm Leibniz d'Hanovre – Professeur d'université (actuellement : directeur de l'institut) |
| 1992-1995 | Université WWU de Münster – Professeur de biotechnologie |
| 1985-1992 | Université Gottfried Wilhelm Leibniz d'Hanovre et Caltech, Pasadena, États-Unis – Postdoc |

Formation :

- Dr. rer. nat. – Université d'Hanovre
- Diplôme de chimie – Université d'Hanovre

Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A. :

- Aucun

Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Professeur d'université et directeur de l'Institut de génie chimique à l'Université Gottfried Wilhelm Leibniz d'Hanovre (principaux sujets de recherche : technique des bioprocédés, retraitement, bioanalyse, médecine régénérative / génie tissulaire, technologie enzymaire)