

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Prof. Dr. Thomas Scheper, Hannover
geboren 1956

Beruflicher Werdegang:

- seit 1995 Institut für Technische Chemie an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Universitätsprofessor (aktuell: Leiter des Instituts)
- 1992-1995 Westfälische Wilhelms-Universität in Münster – Professor für Biotechnologie
- 1985-1992 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover & Caltech, Pasadena, USA – PostDoc

Ausbildung:

- Dr. rer. nat. – Universität Hannover
- Dipl.-Chemiker – Universität Hannover

Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

- keine

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für Technische Chemie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Forschungsschwerpunkte: Bioprozesstechnik, Aufarbeitung, Bioanalytik, Regenerative Medizin / Tissue Engineering, Enzymtechnik)