

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Uwe Bretthauer, Göttingen
geb. 1958

Beruflicher Werdegang

- Seit 1988 Sartorius Group, Göttingen
seit 2014: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
2011-2014: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius Weighing Technology GmbH sowie des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG
2002-2011: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius AG sowie des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG
1988-2002: Wissenschaftlicher Mitarbeiter R&D
- 1978-1982 Thies Clima, Göttingen – Elektroniker

Ausbildung

- Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik – Gesamthochschule Kassel
- Energiegeräteelektroniker – Robert Bosch GmbH, Göttingen
- Elektrogeräteelektroniker – Robert Bosch GmbH, Göttingen

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

- keine

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- freigestellter Betriebsratsvorsitzender der Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG