



DUALES STUDIUM ZUM:

**BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.)
SICHERHEITSWESEN SCHWER-
PUNKT STRAHLENSCHUTZ**

WAS MACHT EIN SICHERHEITSINGENIEUR (M/W)?

- Organisation und Durchführung des betrieblichen Strahlenschutzes sowie des Arbeitsschutzes
- Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung behördlicher Auflagen
- Koordination und Sicherstellung der Kontaminations- sowie Dosisüberwachung
- Erstellen von Betriebs-, Strahlenschutz- und Fachanweisungen sowie technischen Berichten

WIE LÄUFT DAS DUALE STUDIUM BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: 6 Semester (3 Jahre)
- Die dreijährige Ausbildung erfolgt in dreimonatigem Wechsel zwischen der DHBW Karlsruhe und unserer Entwicklungsabteilung sowie anderer Abteilungen des Betriebes
- In dieser Zeit werden die folgenden Inhalte vermittelt:
 - Natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, Umgang mit geltendem Recht sowie betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Gegebenheiten
 - Juristische Kenntnisse, Arbeitssicherheit, Umwelttechnik und Strahlenschutz im Zusammenhang mit der Realisierung technischer Problemlösungen
 - Gesetze, Durchführungsverordnungen, Richtlinien und Normen nationaler und internationaler Herkunft sowie rechtswissenschaftliche Ansätze und Zusammenarbeit mit kontrollierenden Institutionen
 - Projektmanagement, Projektplanung, Projektkalkulation sowie Kostenermittlung, Terminverfolgung und Zertifizierungswesen
 - Risikoevaluierungen und Beherrschung des Risikopotentials
- Im Vertiefungsstudium spielen Themen wie Strahlenschutz, Bewältigung anstehender technischer Umweltprobleme oder innerbetriebliche Bewältigung anstehender Sicherheitsprobleme eine herausragende Rolle

WAS MUSS ICH FÜR DAS STUDIUM MITBRINGEN?

- Fachhochschulreife oder Abitur
- Interesse an Chemie, Physik und Mathematik
- Durchsetzungsfähigkeit, gewissenhafte, strukturierte, selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit, sprachliche Kompetenz und gute Englischkenntnisse
- Herzblut, Engagement und eine große Portion Neugier

WAS BIETET MIR BERTHOLD TECHNOLOGIES?

- Ausbildung auf höchstem Niveau
- Spannende Arbeit in einem Team
- Feste Ansprechpartner – Ihre Ausbilder haben immer ein offenes Ohr für Sie
- 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten
- Faire Bezahlung: tarifgebundenes Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Die Möglichkeit, sich einzubringen: bei Berthold sind Ihre Ideen und Ihre Meinung gefragt

WAS KANN ICH SPÄTER MIT DEM STUDIUM ANFANGEN?

Sicherheitsingenieure arbeiten meistens in größeren Betrieben, in Verwaltungen, Ingenieurbüros und Forschungsinstituten. Sie sind auch als Sachverständige und in der Sicherheitsberatung tätig.

Kontakt: Carolin Torres
Tel. 07081/177-104
E-Mail: Carolin.Torres@Berthold.com

