



DUALES STUDIUM ZUM:
**BACHELOR OF
ENGINEERING (B.ENG.)
INFORMATIONSTECHNIK**

WAS MACHT EIN INFORMATIONSTECHNIKER (M/W)?

- Planen und Entwerfen komplexer, computer-gestützter Systeme
- Digitale Erfassung, Bearbeitung, Speicherung, Übertragung, Umwandlung und Ausgabe von Informationen
- Entwicklung neuer Produkte unter technischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

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:
 - Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer sowie theoretische, praktische und technische Informatik
 - Software- und hardwareübergreifende Lösung von betrieblichen Aufgaben mit Methoden der Ingenieurwissenschaften
 - Planung, Entwurf, Realisierung und Anwendung von technischen und betriebswirtschaftlichen Computersystemen
 - Softwareentwicklung sowohl im PC Bereich (Multimedia, Internettechnik, Netzwerkadministration) als auch im embedded Bereich (Automatisierungstechnik, Messtechnik, Mikroprozessortechnik, Steuerungstechnik)
 - Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen mit Programmiersprachen, Standardsoftware, Netzwerken und Client/Server-Systemen
- Im Vertiefungsstudium werden Schwerpunkte im Bereich Informations- und Kommunikationssysteme, Systementwicklung und Automatisierungstechnik gelegt

WAS MUSS ICH FÜR DAS STUDIUM MITBRINGEN?

- Fachhochschulreife oder Abitur
- Interesse an Datenverarbeitung und Mathematik
- Fähigkeit mit abstraktem Material exakt zu arbeiten und zu experimentieren
- Innovationsfreude und Einfallsreichtum
- Logisches und analytisches Denkvermögen
- Teamfähigkeit und sprachliche Kompetenz
- 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?

Informationstechniker werden insbesondere in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eingesetzt. Ebenso sind Mitarbeit in der Betriebsorganisation sowie der technischen Kundenberatung möglich.

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

