



DUALES STUDIUM ZUM:

**BACHELOR OF
ENGINEERING (B.ENG.)
ELEKTROTECHNIK**

WAS MACHT EIN ELEKTRO- TECHNIKINGENIEUR (M/W)?

- Elektronische Schaltungen für neue Produkte entwickeln
- Elektronische Bauteile auswählen und berechnen
- Testschaltungen und Messungen von elektrischen Größen aufbauen
- Vorhandene Produkte und Systeme verbessern
- Neue Technologien in vorhandene Lösungen einfließen lassen
- Gerätespezifische Software programmieren
- Qualitätsprüfung und -überwachung

WIE LÄUFT DAS DUALE STUDIUM BEI BERTHOLD TECHNOLOGIES AB?

- Dauer: 6 Semester (3 Jahre)
- Die dreijährige Ausbildung erfolgt im dreimonatigen Wechsel zwischen der DHBW Karlsruhe und unserer Entwicklungsabteilung sowie anderer Abteilungen des Betriebes
- In dieser Zeit werden die folgenden Inhalte vermittelt: Elektronische Schaltungstechnik und Digitaltechnik unter Verwendung moderner elektronischer Bauelemente, wie moderner programmierbarer Logikbausteine und aktueller Mikrocontroller
- Grundlagen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) unter dem Gesichtspunkt des fehlerfreien Zusammenspiels komplexer elektronischer Baugruppen
- Informatik und notwendige Softwaretechniken, Programmierung in C und Verwendung von CAD Software zum Schaltungsentwurf und zur Schaltungssimulation
- Signale und Systeme sowie Kommunikations- und Energietechnik, mechanische Konstruktion
- Betriebswirtschaftliche Aspekte sowie Arbeits- und Kreativitätstechniken, Prozess- und Qualitätsmanagement
- Im Vertiefungsstudium spielen Themen wie Vermittlungs- und Übertragungstechnik, digitale Signalverarbeitung aber auch Sensorik und Regelungstechnik eine herausragende Rolle

WAS MUSS ICH FÜR DAS STUDIUM MITBRINGEN?

- Fachhochschulreife oder Abitur
- Mathematisches und naturwissenschaftliches Grundverständnis
- Verständnis für wirtschaftliche und technische Zusammenhänge
- Einen hellen Kopf, um Zusammenhänge zu verstehen und zu analysieren
- Teamfähigkeit und sprachliche Kompetenz
- Selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten
- Herzblut, Engagement und eine große Portion Neugier

WAS BIETET MIR BERTHOLD TECHNOLOGIES?

- Ausbildung auf höchstem Niveau
- Spannende Arbeit in einem Team
- 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?

Elektrotechnikingenieure werden insbesondere in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eingesetzt. Während der Einsatz in Abteilungen für Neuentwicklungen meist technologiespezifisch ist, sichern Abteilungen für Weiterentwicklungen den Produktlebenszyklus.

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

