

# Eignungsbestätigung zur Qualitätssicherung gemäß Regel KTA 1401

EnBW Kernkraft GmbH bestätigt für die in der VGB-Arbeitsgemeinschaft "Auftragnehmerbeurteilung" zusammengeschlossenen deutschen Kernkraftwerksbetreiber dem Unternehmen

**VGB**  
POWERTECH

## Berthold Technologies GmbH & Co. KG

für die Standorte

**Calmbacher Straße 22, 75323 Bad Wildbad  
Gewerbering 35, 76706 Dettenheim**

und den Liefer- und Leistungsumfang

**Entwicklung, Planung, Fertigung und Service von  
stationären und tragbaren Strahlenschutzmessgeräten und  
Systemen für Strahlenschutz und Überwachung in  
kerntechnischen Einrichtungen**

 **Praxien  
Elektra**

die Eignung zur system- und produktbezogenen Qualitätssicherung.

Die Beurteilung am 14.06.2022 erfolgte im Auftrag der EnBW Kernkraft GmbH durch

**Framatome GmbH**

**RWE**

auf der Grundlage der **Regel KTA 1401** sowie der Beurteilungsunterlagen der VGB-Arbeitsgemeinschaft "Auftragnehmerbeurteilung" unter Berücksichtigung der produktbezogenen Erfordernisse.

Vattenfall Europe  
Nuclear Energy  
**VATTENFALL**

Einzelheiten der Beurteilung sind im Bericht IBGSI/2022/de/0072 enthalten.

Die Bestätigung gilt bis **01.07.2025** unter der Bedingung, dass sich die zugrundeliegenden Voraussetzungen der Beurteilung nicht ändern.

Philippsburg, den 23.06.2022



**EnBW Kernkraft GmbH**