

Eignungsbestätigung zur Qualitätssicherung gemäß Regel KTA 1401

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



Berthold Technologies GmbH & Co. KG

für den Standort

**Calmbacher Straße 22
75323 Bad Wildbad**



und den Liefer- und Leistungsumfang

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



die Eignung zur system- und produktbezogenen Qualitätssicherung.

Die Beurteilung am 10. Juni 2025 erfolgte im Auftrag durch die Firma

EnBW Kernkraft GmbH

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



Einzelheiten der Beurteilung sind im Bericht **0093/20250428/0902** enthalten.

Die Bestätigung gilt bis **1. Juli 2028** unter der Bedingung, dass sich die zugrunde liegenden Voraussetzungen der Beurteilung nicht ändern.



Philippsburg, den 10. Juni 2025

EnKK-RZGDM, Weisenburger

EnBW Kernkraft GmbH