

Sie möchten als Genehmigungsinhaber/Auftraggeber radioaktive Stoffe an BERTHOLD Technologies (BT) abgeben. Es sind die Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes, der Strahlenschutzverordnung sowie die Gefahrgutvorschriften GGVSEB/ADR zu beachten. Hierzu zählen Ihre Pflichten als Auftraggeber gemäß §94 StrSchV sowie als Verpacker und Verlader gefährlicher Güter nach GGVSEB/ADR.

Bitte beachten Sie:

- Die Verpackung muss die Anforderungen an eine Typ A-Gefahrgutverpackung gemäß GGVSEB erfüllen. Abschirmungen sind sicher zu verschließen, mit einem Schloss zu sichern, und zu Verplomben. Bei verschiedenen Abschirmungstypen sind Transportsicherungsschrauben festzuziehen. In Fällen, in denen Ihre Arbeitsabschirmung die Typ A Anforderungen nicht erfüllt, ist die Strahlenquelle in eine geeignete Transportabschirmung umzuladen oder Strahler und Arbeitsabschirmung sind in ein Typ-A Transportfass zu verpacken.
- Strahlenquellen und Abschirmungen dürfen nicht beschädigt sein und gültige **Dichtheitszertifikate und die Quellenzertifikate** sind dem Abgabebformular anzufügen.

- Maximales Alter der Dichtheitszertifikate zum Rücknahmezeitpunkt:

Hersteller	Strahlertyp	Maximales Alter	
Berthold	Am-241	3 a	Specialform Zert. erforderlich
Berthold	Am-241/Be	3 a	Specialform Zert. erforderlich
Berthold	Cm-244	3 a	Specialform Zert. erforderlich
Berthold	Co-60	10 a	
Berthold	Cs-137	10 a	
Sonstige	Fremdstrahler	0,5 a	

- Nach **Ablauf der empfohlenen Einsatzdauer** der Strahler beträgt das maximale Alter des Dichtheitszertifikats **1 Jahr**.
- Das Versandstück ist mit dem Firmennamen des Auftraggebers, der **BERTHOLD Technologies - Auftragsnummer** (siehe Auftragsbestätigung bei Auftragserteilung) zu beschriften und mit den vorgeschriebenen Gefahrgutlabels zu versehen.
- **Freigabe der Lieferung der Strahlenquellen an BT:** Vor Lieferung der Strahlenquellen an BT muss Ihnen die Freigabe durch den BT-Strahlenschutzbeauftragten vorliegen. Lieferungen ohne Freigabe werden nicht angenommen.
- Im Feld **Übernahmebescheinigung** sind Name und Anschrift des Genehmigungsinhabers einzutragen, nur falls diese abweichen von der Anschrift des Auftraggebers.
- **Serviceeinsatz von BT in Ihren Strahlenschutzbereichen:** Im Falle, dass BT-Servicetechniker in Ihren Strahlenschutzbereichen tätig werden, ist gemäß unserer Genehmigungsaufgaben zur Gewährleistung des Strahlenschutzes ein **Abgrenzungsvertrag** abzuschließen.
- Falls der Serviceeinsatz unter der Aufsicht Ihres Strahlenschutzbeauftragten (SSB) ausgeführt werden kann, wird BT bei Ihnen aufgrund einer §25 StrlSchG Servicegenehmigung tätig. In diesem Fall ist ein genereller Abgrenzungsvertrag, ohne Auftragsbezug ausreichend.
- Falls der Serviceeinsatz unter der Strahlenschutzzuständigkeit von BT durchgeführt werden soll (BT §12 StrlSchG Servicegenehmigung) oder evtl. muss, weil die Tätigkeiten durch Ihre Genehmigung nicht abgedeckt sind, oder die Fachkunde Ihres Strahlenschutzbeauftragten dafür nicht ausreicht, ist ein entsprechend auftragsspezifischer Abgrenzungsvertrag erforderlich. Da die Abwicklung von §12 StrlSchG Serviceaufträgen mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden ist, fallen Zusatzkosten an und die Vorlaufzeit verlängert sich wegen behördlicher Meldeverfahren und Einspruchsfristen.

Bernd Hagelskamp

(12/2022)

Arbeits- Umwelt- und Strahlenschutz

Anlage: - Formblatt Abgabe radioaktiver Stoffe
 - Liste der Abschirmungstypen

Vom Auftraggeber anzufügen sind: aktuelle Dichtheitszertifikate und die Hersteller-Strahlerzertifikate. Falls der AGV noch nicht bei BT vorliegt, bitte anfügen.

Auftraggeber:

Strahlenschutzbeauftragter:

Tel.:

E-Mail:

Angebotsnr.:

Bestellnr.:

Gesamtzahl Packstücke:

AB-Nr.: 11xxxxx

Nur auszufüllen falls abweichend von Auftraggeber

Übernahmebescheinigung auszustellen auf Genehmigungsinhaber:

Strahlernummer	Nuklid	Aktivität [MBq]	Abschirmung (Gemäß Anlage)	Gewicht [kg]	Packstück

Bitte ankreuzen

- 1 ☐ Strahler werden nicht mehr benötigt
- 2 ☐ Vor Abholung müssen nachfolgende Leihabschirmungen zum Transport der Strahler angeliefert werden:
- 3 ☐ Ein BT-Serviceeinsatz unter Aufsicht des SSB des Auftraggebers ist erforderlich. Ein Abgrenzungsvertrag (AGV) wurde bereits geschlossen. (§ 25 StrlSchG)
- ☐ Ein BT-Serviceeinsatz unter Aufsicht des BT-Strahlenschutzes soll ausgeführt werden. Ein auftragsspezifischer AGV wurde bereits geschlossen. (§ 12 StrlSchG)

Falls kein entsprechender AGV existiert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen BT-Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um den AGV vor Absendung dieses Formulars abzuschließen.

- 4 ☐ Abschirmungen/Geräte sollen verschrottet werden
- 5 ☐ Neue Strahler in die Abschirmung (en) einbauen gemäß

Auftragsnummer: _____

Auftragsbestätigung: _____

- 6 ☐ Abschirmung(en) leer zurück an Absender
- 7 ☐ Abschirmung/Gerät zurück an Absender nach Reparatur

Reparatur Auftragsnummer: _____

Auftragsbestätigungsnummer: _____

- 8 ☐ Eine Abschirmung besitzt einen pneumatischen/elektrischen Antrieb
- 9 ☐ Andere Anweisungen bzw. Bemerkungen

Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen:

Wir als Auftraggeber, Verpacker und Verlader bestätigen, dass

- die Strahler und Abschirmungen frei von Kontaminationen (siehe §94 StrlSchV und Dichtheitszertifikate),
- die Abschirmungen geschlossen, mit Schloss verriegelt und verplombt
- die Waren vorschriftsmäßig (siehe u.a. §18, §21, §22 GGVSEB/ADR) verpackt und gekennzeichnet an den Beförderer übergeben werden.
- ein Abgrenzungsvertrag gemäß StrlSchV mit BT geschlossen wurde, sofern ein BT-Serviceeinsatz erforderlich ist.
- die aktuellen Dichtheitszertifikate und die Herstellerzertifikate der Strahler diesem Dokument beigelegt sind.

Datum, Ort

Unterschrift Strahlenschutzbeauftragter

Anlage Liste der Abschirmungstypen

TrAbSt	Transportabschirmung Stabstrahler
TrAbPkt	Transportabschirmung Punktstrahler
DrehVerStab	Drehverschlussabschirmung Stabstrahler
DrehVerPkt	Drehverschlussabschirmung Punktstrahler
Strangguss	Stranggussabschirmung
Feuchte Oberfl.	Feuchte Oberflächensonde LB 7410
Feuchte Bunker	Feuchte Bunkersonde LB 7409
LB379	LB 379 Messstrecke
LB74XX	LB 74XX
TypA-Fass	Typ A Fass (Verpackung, keine Abschirmung)
Sonstige	Sonstige Abschirmung