

März 2010

**SICHERHEITSBESTIMMUNGEN FÜR SERVICEARBEITEN AN LABORGERÄTEN
FORMBLATT „DEKONTAMINATIONS BESCHEINIGUNG“ FÜR GERÄTEREPARATUREN**

Sehr geehrter Kunde

Bei Arbeiten mit biologischen und/oder radioaktiven Stoffen und den dabei eingesetzten Geräten kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch betriebsfremdes Bedienungs-, Wartungs- oder Servicepersonal gesundheitsgefährdenden Risiken durch Hautkontakte mit etwaigen Rückständen von biologisch aktiven Gefahrstoffen ausgesetzt wird, insbesondere dann, wenn im Labor vorher mit radioaktiven, infektiösen oder toxischen Substanzen gearbeitet wurde.

Aufgrund der geltenden Verordnungen und Gesetze sowie im Rahmen erweiterter Richtlinien und Normen unterliegen auch wir als Messgeräte-Hersteller künftig wesentlich strengeren Sicherheitsvorschriften und sind verpflichtet, diese zum Schutz unserer Mitarbeiter einzuhalten.

Zusätzlich zu beachten sind die von den Umwelt- und Gewerbeaufsichtsämtern herausgegebenen Umweltvorschriften sowie das seit 1990 bei BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG eingeführte Qualitätssicherungssystem DIN/ISO 9001.

Um den hohen Qualitätsanspruch unserer Produkte und Dienstleistungen gewährleisten zu können, ist die strikte Beachtung der strengen Kontrollkriterien unerlässlich. Dies bedingt gerade im Servicebereich Vorkehrungen und Maßnahmen, die weit über den normalen Rahmen von Arbeitsschutz und Unfallverhütung hinausgehen.

Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir bitten Sie deshalb, vor Beginn von Wartungs- und Reparaturarbeiten in Ihrem Labor sowie bei Einsendung von Systemkomponenten und Teilen an unser Werk oder an eines unserer Servicebüros, um eine gründliche Reinigung, Dekontamination, ggf. Desinfektion der zur Wartung oder Reparatur anstehenden Messsysteme oder Systemkomponenten, bzw. um Ihre Bestätigung, dass diese mit keinen gefährlichen Substanzen in Berührung gekommen sind.

Auf der Rückseite finden Sie hierfür das entsprechende Formblatt "Dekontaminationsbescheinigung/ Sicherheitserklärung", das zusammen mit Ihrem Reparaturauftrag den Versandpapieren beigelegt oder unseren Servicetechnikern vor Ort direkt ausgehändigt werden muss.

Trifft bei uns ein Gerät zur Reparatur ohne diese Dekontaminationsbescheinigung/ Sicherheitserklärung ein, werden wir diese vom Einsender anfordern. Falls diese Bescheinigung nach drei Wochen nicht vorliegt, müssen wir die Geräte aus Sicherheitsgründen leider nicht repariert und unfrei an Sie zurücksenden. Wir bitten Sie für diese Maßnahme, die dem Schutz unserer Mitarbeiter dient, um Ihr Verständnis.

Für eingeschickte Strahlenschutzgeräte und deren Detektoren kann durch uns eine Überprüfung auf radioaktive Kontamination für 100,00 Euro beim Fehlen der Dekontaminationsbescheinigung durchgeführt werden.

Bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich bitte direkt an unseren zentralen Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG

b.w.

Wichtig: diese Dekontaminationsbescheinigung bitte außen am Packstück anbringen

Dekontaminationsbescheinigung/ Sicherheitserklärung

(BITTE IN GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN !!!)

Gerät / Baugruppe: _____	Serien-Nr.: _____
<input type="checkbox"/> Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte Gerät/Baugruppe nicht in Kontakt mit gefährlichen oder ansteckenden Proben oder Reagenzien kam.	
Gerät oder Baugruppe kam in Kontakt mit:	
<input type="checkbox"/> radioaktiven Substanzen : Isotop(en): _____ _____	dekontaminiert mit: _____ _____
<input type="checkbox"/> chemische Substanzen Spezifikation: _____ R- und S-Sätze: _____	dekontaminiert mit: _____ _____
<input type="checkbox"/> ansteckendes, biologisches Material Spezifikation: _____ _____	dekontaminiert mit: _____ _____
Geben Sie den Sicherheitslevel des Labors in welchem das Gerät benutzt wurde an. <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> S4 </div>	
<input type="checkbox"/> Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte Gerät/Baugruppe keinen Kontakt mit den oben aufgeführten Stoffen hatte.	
<input type="checkbox"/> Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte Gerät/Baugruppe ordnungsgemäß gereinigt/dekontaminiert wurde	
Datum: _____	Unterschrift: _____
Name: _____	Adresse: _____
Titel: _____	_____
E-Mail: _____	_____
Tel.: _____	Fax: _____