

Certificate of Radioactivity / Traceability

Product Unquenched Standard for Liquid Scintillation Counting

Part Number 6018914A

Radionuclide	Average Activity Assay	Lot No. = Assay Date	Serial No.
^3H (Tritium) - Toluene	85,660 DPM/Std. $\pm 3\%$ 0.039 μCi	April 3, 2026	1 to 14
Carbon 14 - Toluene	45,540 DPM/Std. $\pm 2\%$ 0.021 μCi		

Expiration Date August 3, 2027

REFERENCE STANDARD: National Institute of Standards and Technology SRM 4947C (^3H) and
SRM 4222C (^{14}C)

METHOD OF STANDARDIZATION:

The ^3H bulk solution is standardized by liquid scintillation counting using SRM 4947C
as the reference material. The total uncertainty of the assay is $\pm 1.6\%$

The ^{14}C bulk solution is standardized by liquid scintillation counting using SRM 4222C
as the reference material. The total uncertainty of the assay is $\pm 1.3\%$

The glass vial may have some imperfections due to the vendor's manufacturing process.
These imperfections do not affect the performance of the product.

I hereby certify that the above information is accurate.

The information provided in this document is valid for the specified lot number and date of analysis. This information is for reference purposes only and does not constitute a warranty or guarantee of the product's suitability for any specific use. Revvity, Inc., its subsidiaries, and/or affiliates (collectively, "Revvity") do not assume any liability for any errors or damages arising from the use of this document or the product described herein. REVVITY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDLESS OF WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED, ALLEGEDLY ARISING FROM ANY USAGE OF ANY TRADE OR ANY COURSE OF DEALING, IN CONNECTION WITH THE USE OF INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE PRODUCT ITSELF

Approved by: Donna Novi
Chemist

Date: April 14, 2026



For more information and product offerings, please visit:

<https://resources.revvity.com/pdfs/gde-standards-for-liquid-scintillation-counters.pdf>

**Certificat de
Radioactivité / Traçabilité****PRODUIT:** Normes de référence inextinguible pour scintillation liquide de comptage**NUMÉRO DE PIÈCE:** 6018914A

RADIONUCLEIDES	DOSAGE DE VALEUR:	DATE D'ANALYSE / Numéro de lot:	NUMÉRO DE SÉRIE
³ H (Tritium) - Toluene	85660 DPM/Std. ± 3 % 0,039 µCi	3 avril 2026	1 à 14
Carbon 14 - Toluene	45540 DPM/Std. ± 2 % 0,021 µCi	0 janvier 1900	1 à 14

DATE D'EXPIRATION: 3 août 2027**Norme de référence:**Institut National des Standards et de la technologie SRM 4947C (³H) et 4222C SRM (¹⁴C)**PROCEDE DE NORMALISATION:**

La solution en vrac ³H est normalisée par comptage à scintillation liquide à l'aide 4947C SRM comme matériau de référence. L'incertitude totale de l'essai est de ± 1,6%

La solution en vrac ¹⁴C est normalisée par comptage à scintillation liquide à l'aide 4222C SRM comme matériau de référence. L'incertitude totale de l'essai est de ± 1,3%

Le flacon en verre peut avoir quelques imperfections dues au procédé de fabrication du fournisseur. Ces imperfections ne seront pas affecter les performances du produit.

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exactes.

Les informations fournies dans ce document sont valables pour le numéro de lot et la date d'analyse spécifiés. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une garantie ou une garantie de l'adéquation du produit à un usage spécifique. Revvity, Inc., ses filiales et/ou sociétés affiliées (collectivement, Revvity) n'assument aucune responsabilité pour toute erreur ou dommage résultant de l'utilisation de ce document ou du produit décrit ici. REVVITY DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUE CE SOIT ORAL OU ÉCRIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION DE TOUT COMMERCE OU DE TOUTE CONDUITE, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT OU LE PRODUIT LUI-MÊME.

Approuvé par:Donna Novi
Chimiste**Date:**14 avril 2026**For more information and product offerings, please visit:**<https://resources.revvity.com/pdfs/gde-standards-for-liquid-scintillation-counters.pdf>