

BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag

Para el diagnóstico laboratorial de la tuberculosis en animales mediante la prueba interferón gamma bovina

Número de Catálogo 7600065

N.º de Pub. MAN0017039 Rev. A.0

NO ES PARA PRUEBAS CUTÁNEAS



¡ADVERTENCIA! Lea las hojas de datos de seguridad (SDS) y siga las instrucciones de manipulación. Lleve el equipo de protección individual (EPI) adecuado (gafas, ropa, guantes). Las hojas de datos de seguridad (SDS) se encuentran disponibles en thermofisher.com/support.



¡ADVERTENCIA! POSIBLE RIESGO BIOLÓGICO. Lea la información sobre seguridad frente a los riesgos biológicos en la página de este producto en thermofisher.com. Lleve el equipo de protección individual (EPI) adecuado (gafas, ropa, y guantes)

Introducción

Applied Biosystems™ BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag es un líquido estéril sin conservantes que contiene derivados proteicos purificados obtenidos a partir de un filtrado de *Mycobacterium avium* (cepa D4ER) crecido en un medio sintético e inactivado por calor. Se ha normalizado mediante la prueba de potencia en cobayas como se describe en la Farmacopea Europea y se suministra a una concentración de 25,000 UI/mL.

Instrucciones generales

Es fundamental que todas las muestras de sangre recogidas para la prueba BOVIGAM™ TB Kit y BOVIGAM™ 2G TB Kit (prueba interferón gamma bovina) se tomen de un lugar limpio en un tubo que contenga heparina como anticoagulante. Invierta suavemente los tubos varias veces para asegurar la mezcla completa de la sangre y la heparina. Las muestras de sangre deben transportarse al laboratorio de pruebas a temperatura ambiente (22±3°C, evite las temperaturas extremas) y deben usarse en la prueba el BOVIGAM™ TB Kit y de BOVIGAM™ 2G TB Kit en las 30 horas posteriores a la recogida. **¡IMPORTANTE!** La sangre no debe congelarse o almacenarse en el frigorífico.

Prueba BOVIGAM™ (interferón gamma bovina)

BOVIGAM™ TB Kit y BOVIGAM™ 2G TB Kit son unos análisis de sangre rápidos de la inmunidad mediada por células (IMC) para el diagnóstico de la tuberculosis bovina en ganado bovino y otros rumiantes. El DPP de tuberculina se mezcla con los linfocitos en sangre y se incuba durante la noche a 37°C. Después, el plasma sanguíneo se recoge de la parte superior de los cultivos y se analiza en busca de la producción de interferón-γ (IFN-γ) usando el inmunoensayo enzimático (IEE) BOVIGAM™ TB Kit o BOVIGAM™ 2G TB Kit.

Precauciones generales

Seguridad en laboratorio

Se deben seguir estrictamente las normas nacionales de seguridad.

Uso

Para la estimulación en placas de cultivo celular de 96 pocillos

Diluya 110 µL de BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag en 890 µL de medio RPMI para una concentración de final en el ensayo de 250 UI/mL. Mezcle uniformemente la muestra de sangre antes de usar. Para pruebas comparativas, añada tres alícuotas de sangre de 25 µL en recipientes de cultivo. En una una alícuota, añada 25 µL de solución madre diluida y mezcle completamente. En las otras alícuotas, añada 25 µL de PBS estéril en una y 25 µL de BOVIGAM™ Bovine Tuberculin PPD Stimulating Ag (N.º de Cat. 7600060) en la otra. Deben realizarse los procedimientos asépticamente usando un aparato de pipeteo estéril.

Para la estimulación en placas de cultivo celular de 24 pocillos

Diluya 160 µL de BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag en 840 µL de medio RPMI para una concentración de la prueba final de 250 UI/mL. Mezcle uniformemente la muestra de sangre antes de usar. Para pruebas comparativas, añada tres alícuotas de sangre de 1.5 mL en recipientes de cultivo. En una alícuota, añada 100 µL de solución madre diluida y mezcle completamente. En las otras alícuotas, añada 100 µL de control nil (PBS estéril) en una y 100 µL de BOVIGAM™ Bovine Tuberculin PPD Stimulating Ag (N.º de Cat. 7600060) en la otra. Deben realizarse los procedimientos asépticamente usando un aparato de pipeteo estéril.

Interpretación

(Para obtener más información, véase también los prospectos respectivos de BOVIGAM™ TB Kit y BOVIGAM™ 2G TB Kit.)

Compare los valores de absorción del antígeno nil y las muestras de DPP aviar y bovino para cada animal.

Positivo = DO DPP bovino – antígeno nil ≥ 0.1; y
DO DPP bovino – DPP aviar ≥ 0.1

Negativo = DO DPP bovino – antígeno nil < 0.1; o
DO DPP bovino – DPP aviar < 0.1

Repetición de la prueba

La repetición de la prueba puede realizarse en cualquier momento después de la última prueba.

Almacenamiento

Guardar, protegido de la luz a 2–8°C. No congelar.

Presentación

BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag está disponible en viales de 5 mL.

Asistencia al cliente y soporte técnico

Asistencia técnica: visite thermofisher.com/askaquestion

Visite thermofisher.com/support para conocer lo último en servicios y asistencia, incluyendo lo siguiente:

- Números de teléfono de contacto de todo el mundo
 - Pedidos y soporte web
 - Guías de usuario, manuales y protocolos
 - Certificados de análisis
 - Fichas técnicas de seguridad (Safety Data Sheets, SDS; también conocidas como MSDS)
- NOTA:** Para conocer las SDS de los reactivos y productos químicos de otros fabricantes, póngase en contacto con el fabricante.

Garantía limitada del producto

Life Technologies Corporation y/o su(s) filial(e)s garantizan sus productos tal y como se establece en los términos y condiciones generales de venta de Life Technologies, que se pueden encontrar en el sitio web de Life Technologies www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con Life Technologies en thermofisher.com/support.



Prionics Lelystad B.V. | Platinastraat 33 | 8211 AR Lelystad | The Netherlands

La información incluida en esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA DE LO ESTIPULADO POR LA LEY, LIFE TECHNOLOGIES Y/O SUS AFILIADOS NO SE HACEN RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, MÚLTIPLES O CONSIGUIENTES EN RELACIÓN CON DERIVADOS DE ESTE DOCUMENTO, INCLUYENDO EL USO DEL MISMO.

Historial de revisiones: N.º de Pub. MAN0017039 (Español)

Rev.	Fecha	Descripción
A.0	07 junio 2017	Documento nuevo. Se ha convertido el documento anterior (Bovigam_Lelystad_Tuberculin_PPD_Avian_v1.0_es.pdf) a la plantilla del documento actual, con actualizaciones asociadas a la información sobre la licencia limitada, la garantía, las marcas comerciales y logotipos.

Información importante sobre licencias: Este producto puede estar cubierto por una o más licencias de etiquetado de uso limitado. Mediante el uso de este producto, acepta los términos y condiciones de todas las licencias de etiquetado de uso limitado aplicables.

©2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus subsidiarias a menos que se especifique lo contrario.

Sólo para uso veterinario. Sólo para uso In Vitro.

thermofisher.com/support | thermofisher.com/askaquestion

thermofisher.com

07 junio 2017