

BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag

Für die Labordiagnose der Tuberkulose bei Rindern mithilfe des Gamma-Interferon Tests

Katalog-Nummer 7600065

Pub. Nr. MAN0017037 Version B.0

NICHT FÜR HAUTTEST



ACHTUNG! Bitte die Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen und Handlungsanweisungen befolgen. Es ist angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen (Brille, Kleidung, Handschuhe). Die Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind abzurufen unter [thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support).



ACHTUNG! POTENZIELLE BIOGEFAHR. Informieren Sie sich auf der jeweiligen Produktwebsite (unter [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com)) über biologische Gefahren, die von dem Produkt ausgehen können. Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille sowie Schutzkleidung und -handschuhe.

Einführung

Applied Biosystems™ BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Flüssigkeit, die gereinigte Proteinderivate enthält, welche aus einem Filtrat einer hitzeinaktivierten *Mycobacterium avium* subsp. *avium*-Kultur (Stamm D4ER), angezüchtet auf einem synthetischen Medium, gewonnen wurde. Das BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag wurde im Meerschweinchentest entsprechend der Europäischen Pharmakopöe auf 25.000 IU/ml eingestellt.

General instructions

Es ist unerlässlich, dass alle Blutproben, die für den BOVIGAM™ TB Kit (Test auf bovines Gamma-Interferon) gewonnen werden, an einer zuvor gereinigten Körperstelle unter Verwendung von Probengefäßen entnommen werden, die Heparin als Antikoagulans enthalten. Invertieren Sie die Probengefäße nach der Blutentnahme mehrmals vorsichtig, um eine vollständige Mischung von Blut und Heparin zu gewährleisten. Die Blutproben sollten bei vorherrschender Umgebungstemperatur (22±3°C, Temperaturextreme vermeiden!) in das Untersuchungslabor transportiert und innerhalb von 30 Stunden nach Entnahme im BOVIGAM™ TB Kit eingesetzt werden. **WICHTIG! Das Blut darf nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.**

Testprinzip

BOVIGAM™ TB Kit ist ein schneller, blutbasierter Test zum Nachweis zellvermittelter Immunität (CMI) zur Diagnose der Tuberkulose bei Rindern. Tuberkulin PPD wird mit Lymphozyten im Vollblut vermischt und für 16 bis 24 Stunden bei 37°C inkubiert. Anschließend wird das Blutplasma (Überstand) gewonnen und unter Verwendung des BOVIGAM™ TB Kit-Immunoassay (EIA)-auf Produktion von Gamma-Interferon (IFN-γ) untersucht.

General precautions

Laboratory safety

Nationale Sicherheitsvorschriften müssen befolgt werden.

Anwendung

Für die Stimulierung im 24-Well Format

Es werden 160 µl von Avian Tuberculin PPD 2500 in 840 µl RPMI Medium für eine finale Testkonzentration von 250 IU/ml verdünnt. Mischen Sie die Blutproben gleichmäßig unmittelbar vor Gebrauch. Für den vergleichenden Test überführen Sie vier 1,5 ml-Aliquots Blut in die Kulturgefäße. Fügen Sie zu einem Aliquot 100 µl der verdünnten Stammlösung hinzu und schütteln sie anschließend vorsichtig. Geben Sie zu den anderen Aliquots jeweils 100 µl steriles PBS (Nil-Kontrollantigen), 100 µl des verdünnten BOVIGAM™ Bovine Tuberculin PPD Stimulating Ag (Kat.-Nr. 7600060) und 100 µl des BOVIGAM™ Pokeweed Mitogen (PWM) (Kat.-Nr. 5108777). Aseptisches Vorgehen sollte durch Verwendung eines sterilen Pipettiergerätes gewährleistet sein.

Auswertung

- Mittlere Absorptionswerte für Nil-Antigen, BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag und BOVIGAM™ Bovine Tuberculin PPD Stimulating Ag von jeder Probe berechnen.
- Mittlere Absorptionswerte des Nil-Antigens, BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag (PPDav) und BOVIGAM™ Bovine Tuberculin PPD Stimulating Ag (PPDbov) von jedem Tier vergleichen.

Positiv = OD PPDbov – Nil-Antigen ≥ 0.1; und
OD PPDbov – PPDav ≥ 0.1

Negativ = OD PPDbov – Nil-Antigen < 0.1; oder
OD PPDbov – PPDav < 0.1

- Blutplasma von Rindern, das einen OD-Wert des bovinen PPDs aufweist, der um 0,100 höher liegt als der von aviärem PPD und Nil (PBS)-Antigen, deutet auf eine Infektion durch *Mycobacterium bovis* hin.
- Mittlere Absorptionswerte für Nil-Antigen und PWM von jeder Probe berechnen.
- Mittlere Absorptionswerte der Nil-Antigen und PWM Proben von jedem Tier vergleichen.

OD PWM – Nil-Antigen ≥ 0,5

Vollblutproben die nach einer PWM Stimulation in der Analyse im EIA einen mittleren OD Wert (nach Abzug des Nil Antigen Wertes) größer 0,5 aufweisen, enthalten vitale Lymphozyten. Werden Proben mit geringerem Wert gemessen, so kann dies darauf hindeuten, dass die Vitalität der Lymphozyten durch den Transport oder unsachgemäße Handhabung verringert wurde.

Auch PWM-Proben von stark gestressten (oder schlecht ernährten), sowie immunsupprimierten Tieren, können OD Werte unterhalb 0,5 OD Einheiten zeigen. Proben, welche diesen Schwellwert nicht erreichen, sollten nicht ausgewertet werden.

Vorsicht

Immunsuppression, die durch eine vor kurzem durchgeführte Behandlung mit Dexamethason verursacht wurde, kann die IFN-γ Antworten auf mykobakterielle Antigene möglicherweise herabsetzen. Tiere, die innerhalb der letzten Woche eine Injektion mit Dexamethason erhalten haben, oder die innerhalb der letzten 4 Wochen gekalbt haben, müssen nochmals getestet werden, um die Möglichkeit eines falschnegativen Ergebnisses zu mindern.

Aufgrund lokaler Bedingungen kann dieser Test, wie bei allen biologischen Tests zu einem falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnis führen. Ein Test muss im Umfeld aller klinischen, historischen und epidemiologischen Informationen interpretiert werden, die für das getestete Tier bzw. die getesteten Tiere von Bedeutung sind. Unter bestimmten Umständen sind möglicherweise weitere Bestätigungstests erforderlich.

Die Verantwortung für die Auswertung des Tests und die daraus folgenden Entscheidungen für die Viehzucht liegen allein in der Verantwortung des Anwenders, des beratenden Tierarztes und der zuständigen Gesundheitsberater. Thermo Fisher Scientific übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder Schaden, wie auch immer verursacht, der aus der Auslegung von Testergebnissen hervorgeht.

Retesting

Die Durchführung eines Wiederholungstestes kann jeder Zeit erfolgen.

Lagerung

Lagern Sie das Reagenz lichtgeschützt bei 2–8°C. Nicht einfrieren.

Lieferumfang

BOVIGAM™ Avian Tuberculin PPD Stimulating Ag ist in 5 ml-Gefäßen erhältlich.

Kundendienst und technischer Support

Besuchen Sie [thermofisher.com/askaquestion](https://www.thermofisher.com/askaquestion), um technischen Support zu erhalten. Aktuelles zum Kundendienst und technischen Support finden Sie unter [thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support). **HINWEIS:** Wenden Sie sich für Sicherheitsdatenblätter für Reagenzien und Chemikalien anderer Hersteller an den jeweiligen Hersteller.

Beschränkte Gewährleistung

Die Life Technologies Corporation bzw. ihre verbundenen Unternehmen räumt dem Käufer für ihre Produkte Gewährleistungsrechte wie in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Life Technologies beschrieben ein, die auf der Website von Life Technologies unter [thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions](https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions) eingesehen werden können. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Life Technologies unter [thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support).



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

Inhaltliche Änderungen dieses Leitfadens behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: IN DEM GESETZLICH ZUGELASSENEN UMFANG HAFTET LIFE TECHNOLOGIES UND/ODER SEINE TOCHTERUNTERNEHMEN NICHT FÜR BESONDERE, VERSEHENTLICHE, INDIREKTE, STRAFBARE, MEHRERE ODER FOLGESCHÄDEN IN VERBINDUNG MIT ODER HERVORGEHEND AUS DIESEM DOKUMENT, EINSCHLIESSLICH IHRER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS.

Versionsgeschichte: Pub. Nr. MAN0017037 (Deutsch)

Ver.	Datum	Beschreibung
B.0	25. April 2023	Die deutschen Gesetzesangabe zur Zulassung wurde entfernt.
A.0	7. Juni 2017	Neues Dokument. Altes Dokument (7600065 Avian Tuberculin PPD 2500_PL_v4.0_d.pdf) zu neuester Dokumentvorlage aktualisiert, mit zugehörigen Aktualisierungen zu Informationen über beschränkte Lizenzen, Gewährleistungen, Marken und Logos.

Wichtige Lizenzinformationen: Für dieses Produkt gelten unter Umständen eine oder mehrere Lizenzen zur eingeschränkten Nutzung („Limited Use Label License“). Mit der Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den Bedingungen und Bestimmungen aller anwendbaren Lizenzen zur eingeschränkten Nutzung einverstanden.

©2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific und ihrer Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben.

Für tierärztlichen Gebrauch. Ausschließlich für in vitro zu verwenden.

[thermofisher.com/support](https://www.thermofisher.com/support) | [thermofisher.com/askaquestion](https://www.thermofisher.com/askaquestion)

[thermofisher.com](https://www.thermofisher.com)

25. April 2023