



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
www.certiquality.it

CERTIFICATO n. 10637
CERTIFICATE No

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

BIO-RAD LABORATORIES SRL

I – 20090 SEGRATE (MILANO) – VIA CELLINI, 18/A

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

VEDASI ALLEGATO / SEE ANNEX

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CHE È CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI CEI EN ISO 13485:2012

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES SETTORE
CODE EA 29a, 19

Commercializzazione di sistemi, reattivi, sieri di controllo, materiali per la diagnostica in vitro e kit per la biologia molecolare.

Valutazione e definizione di soluzioni tecniche per la diagnostica in vitro.
Servizi di assistenza tecnica e specialistica al Cliente.

Sale of system, reagents, control sera, materials for in-vitro diagnostics and kits for molecular biology.

Evaluation and definition of technical solutions for in-vitro diagnostics.
Technical and specialist assistance to Customers.

Certificato emesso in originale in 4 esemplari - Esemplare 4/4
Certificate issued in 4 original exemplares - Exemplare 4/4

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO TECNICO SINCERT RT 20

RIFERIRSI AL MANUALE DI GESTIONE QUALITÀ PER L'APPLICABILITÀ DEI REQUISITI DELLA NORMA
REFER TO MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FOR DETAILS OF APPLICATION TO STANDARD REQUIREMENTS


IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO
THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT ANNEX

PRIMA EMISSIONE 26/05/1999
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE 16/10/2012
CURRENT ISSUE

DATA SCADENZA 12/04/2015
EXPIRY DATE


CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



SGQ N° 008 A PRD N° 008 B
SGA N° 001 D DAF N° 003 H
SCR N° 002 F SSI N° 007 G
FSM N° 006 I SGE N° 001 M

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per informazioni sulla validità del certificato, visitate il sito
www.certiquality.it

For information concerning the validity of the certificate, you can visit the site
www.certiquality.it

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate depends on annual audit and on a complete review every three years of the Management System

CISQ is a member of



www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

FEDERAZIONE

CISQ

www.cisq.com



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
www.certiquality.it

CISQ is a member of



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

Pagina 1/1
Page

ALLEGATO AL CERTIFICATO n. 10637
ANNEX TO CERTIFICATE No

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

BIO-RAD LABORATORIES SRL

LISTA UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS LIST

BIO-RAD LABORATORIES SRL

I - 20090 SEGRATE (MILANO) – VIA CELLINI, 18/A

BIO-RAD LABORATORIES S.A.

E - 28109 ALCOBENDAS (MADRID) – CALENDULA, 95 – MINIPARC II – EDIF. M
E - 28109 ALCOBENDAS (MADRID) – AVENIDA DE LA INDUSTRIA 6 LOCAL 7B
E - 08013 BARCELONA – AVDA. DIAGONAL 304 BAJOS

DIAMED IBERICA S.A.

E - 08013 BARCELONA – AVDA. DIAGONAL 304 BAJOS

BIO-RAD LABORATORIES Lda

P - 2610-156 AMADORA (LISBON) – AV. QUINTA GRANDE, 53 - 3B – ALFRAGIDE ED. PRIME

BIO-RAD LABORATORIES M.EPE

GR – 11527 ATHENS – 2-4 MESOGION AVE – ATHENS TOWER

Certificato emesso in originale in 4 esemplari
Esemplare 4/4
Certificate issued in 4 original exemplares
Exemplare 4/4

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	26/05/1999
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	16/10/2012
DATA SCADENZA EXPIRY DATE	12/04/2015

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



SGQ N° 008 A PRD N° 008 B
SGA N° 001 D DAP N° 003 H
SCR N° 002 F SSI N° 007 G
FSM N° 006 I SGE N° 001 M

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per informazioni sulla validità del certificato, visitate il sito
www.certiquality.it

For information concerning the validity of the certificate, you can visit the site
www.certiquality.it

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale.

The validity of this certificate depends on annual audit and on a complete review every three years of the Management System



www.cisq.com