



Milano, 11 gennaio 2016

Gentili Clienti,

il **M.E.P.A.** – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – è un mercato digitale nel quale le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, beni e servizi offerti da fornitori abilitati a pubblicare i propri cataloghi sul sistema.

Consip stabilisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.

Le Pubbliche Amministrazioni, accedendo alla vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul Catalogo Prodotti, possono verificare l'offerta di beni e/o servizi ed effettuare acquisti on line, confrontando proposte economiche e tecniche dei diversi fornitori e scegliendo quella più adeguata alle proprie esigenze.

Le Pubbliche Amministrazioni possono inoltre inviare ai fornitori presenti sul M.E.P.A. (tra i quali anche PROMEGA ITALIA S.r.l.) una RDO (richiesta di offerta) che abbia come oggetto principale esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando.

Ne deriva che non è possibile richiedere con RDO prodotti che non fanno parte di uno specifico METAPRODOTTO e che di conseguenza non sono conformi alle caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

A tutt'oggi **NON ESISTE UN METAPRODOTTO RIFERITO A REAGENTI E DIAGNOSTICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA**, essenzialmente per due motivi :

- un METAPRODOTTO non può includere tutti i reagenti attualmente in commercio, il cui numero è in costante crescita;
- ogni reagente/diagnostico ha specifiche peculiarità che lo rendono unico e non sostituibile con altro analogo ma non identico, se pure ad un prezzo inferiore.

Tale concetto è stato ampiamente chiarito e ribadito da Consip stessa in occasione di varie sessioni di formazione on line "Gestione Catalogo - Risposta RDO" , dedicata alle Imprese.

Promega Italia S.r.l. invita quindi i gentili Clienti a continuare ad inoltrare le richieste di offerte tramite i soliti canali, ossia i Rappresentanti di Zona o l'indirizzo di posta elettronica: commerciale@promega.com.

Cordiali saluti.

Promega Italia Srl

L'Amministratore Delegato

PROMEGA ITALIA S.r.l. – Società Unipersonale

Via P.C. Decembrio, 28 – 20137 Milano – Tel. 02 54 05 01 94 – Telefax 02 55 18 56 64 – N°Verde: 800 69 18 18

Capitale Sociale: Euro 10.200 i.v. – REA MILANO 154 7995 – Cod. Fiscale/Registro Imprese 12317560154 – Partita IVA

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Promega Corporation (USA)

www.promega.com - E-mail: custserv.it@promega.com



12317560154