

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24032052	del	10/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20130921126270

Raccomandata A/R
Spett.le PROMEGA ITALIA SRL
VIA DECEMBRIO 28
20137 MILANO (MI)

Impresa	PROMEGA ITALIA SRL				
Sede legale	VIA DECEMBRIO 28 20137 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DECEMBRIO 28 20137 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	12317560154	e-mail	amministrazione@promega.com	e-mail PEC	amministrazione@promega.com
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	EMISSIONE BUONO DI ORDINAZIONE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di MILANO BONCOMPAGNI ☒ È assicurata con Codice Ditta n° 5744482

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/04/2013

Il responsabile del procedimento DURANTE LAURA ANTONELLA

☒ I.N.P.S. - Sede di MILANO ☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 4957965537

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/04/2013

Il responsabile del procedimento LONGOBARDI ELISABETTA

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 19/04/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
LONGOBARDI ELISABETTA

