

Promega Italia fa parte di un gruppo internazionale che produce e commercializza reagenti e strumenti per la ricerca biomedica. È considerata un punto di riferimento per i Clienti che operano nei settori della ricerca biomedica e ha come obiettivo primario quello di confermarsi uno dei principali leader del settore (Mercato Life Science).

L'obiettivo principe di Promega Italia è un miglioramento continuo delle prestazioni dell'azienda, volte ad una piena e crescente soddisfazione del Cliente, in una costante ottica di tutela delle risorse e dell'ambiente.

A tal fine Promega Italia ha deciso di adottare un Sistema di gestione per la Qualità e l'Ambiente rispondente alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:

- proseguire con l'implementazione di un assetto gestionale sempre più organizzato con compiti e responsabilità ben definiti;
- coinvolgere tutte le funzioni aziendali nell'ottica della soddisfazione del Cliente, attraverso la conformità del prodotto ai requisiti specificati, prestazioni, fair price, tempestività, puntualità nelle consegne e grazie ad un efficiente ed elevato supporto tecnico pre e post-vendita;
- garantire sicurezza ed affidabilità del prodotto e servizi forniti;
- rispettare e tutelare l'ambiente con l'utilizzo attento delle risorse e la promozione dei comportamenti che evitino lo spreco;
- contribuire allo sviluppo sostenibile, perseguendo gli obiettivi attuali senza compromettere le capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni;
- garantire il rispetto di tutte le disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, in materia di ambiente e prevenzione infortuni considerando anche norme tecniche e standard internazionali;
- promuovere e diffondere una cultura e di una mentalità collaborativi, nei confronti di clienti e fornitori, e orientata al miglioramento continuo (B2B), in linea con il "Mission & Vision Statement" di Promega Italia
- determinare attraverso un processo basato sul risk-based thinking i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per fornire assicurazione che il SGQ possa conseguire i risultati attesi, tenendo conto del contesto aziendale e delle esigenze ed aspettative delle parti interessate.

Promega Italia è consapevole che la cultura del rispetto dei principi di Qualità e Ambiente discende dalla sua più larga diffusione all'interno dell'organizzazione, diventando patrimonio delle persone operanti nelle diverse aree di responsabilità: per tale motivo la presente Politica nonché le procedure implementate sono divulgate a tutto il personale nell'ambito di riunioni periodiche.

Promega Italia desidera che la sua organizzazione possa essere attrice, pur nell'ambito della propria normale sfera di azione, di una promozionalità sensibile presso tutti gli stakeholders delle tematiche in ottica qualità e ambiente, reputandola, fra l'altro, nella prospettiva di periodo, non priva di vantaggi competitivi.

Per raggiungere questi obiettivi **Promega Italia** si impegna a:

- definire in modo organico e chiaro i compiti e le responsabilità dei dipendenti;
- applicare tecniche e metodologie della qualità intese come mezzo per gestire in forma controllata le attività aziendali;
- pianificare le attività da compiere, eseguendole conformemente alla pianificazione, sorvegliare il loro corretto svolgimento comunicando efficacemente le informazioni necessarie al loro coordinamento;
- responsabilizzare e rendere partecipe il personale in merito alla qualità e alle tematiche ambientali chiedendo ad esso uno sforzo di massima collaborazione ed impegno per garantire uno sviluppo ed un miglioramento sotto il profilo ambientale e qualitativo;
- rendere noto a tutto il personale e agli altri soggetti portatori di interesse la presente politica, i suoi principi ispiratori ed i relativi obiettivi attraverso mezzi opportuni;
- formare, informare e sensibilizzare continuamente tutto il personale affinché sia sempre nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati;
- adottare processi utili anche al fine della tracciabilità delle relative responsabilità;
- perseguire il continuo miglioramento delle performance in materia di Qualità e Ambiente;
- responsabilizzare e rendere partecipe il personale in merito alla qualità e alle tematiche ambientali chiedendo ad esso uno sforzo di massima collaborazione ed impegno per garantire uno sviluppo ed un miglioramento continuo sotto il profilo ambientale e di qualità;
- sensibilizzare i fornitori verso le problematiche relative alla qualità e all'ambiente e adottare misure di incoraggiamento nei loro confronti affinché adottino a loro volta un sistema di gestione qualità e ambiente;
- garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche;
- instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con la società civile, gli enti locali, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e con qualunque altra parte interessata, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di Qualità e Ambiente.
- garantire la protezione dei dati relativi a tutti gli stakeholders ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Insieme agli obiettivi di carattere generale, l'impresa definisce anno per anno gli obiettivi qualitativi e specifici che anche in relazione ad aspetti quali:

- la soddisfazione dei clienti;



ALL 02 03 – Politica per la Qualità e Ambiente

- l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze professionali del personale e/o mantenimento di quelle acquisite;
- il miglioramento dell'efficienza produttiva dell'impresa;
- prevenire situazioni che possono causare anomalie alla qualità del prodotto e del servizio offerti, danni all'ambiente nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente od occasionalmente, operano in collaborazione con o per conto dell'azienda.

Alla **Direzione di Promega Italia** è affidata la responsabilità primaria della realizzazione degli obiettivi precedentemente indicati e delle relative azioni necessarie per il pieno raggiungimento degli obiettivi stessi. Tutto il personale di Promega Italia è informato sugli obiettivi aziendali ed è tenuto a partecipare attivamente al raggiungimento degli stessi per quanto attinente la propria funzione.

Nell'ambito del programma Qualità e Ambiente, la Direzione Generale supervisiona e supporta le attività del Responsabile del Sistema Integrato di Gestione.

L'attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente è un impegno pienamente condiviso ed approvato dalla Direzione.

Milano, 06/12/2023

Firma (DG) 