

Codice di Condotta.

Corporate Guideline

ITALIANO





MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL BOARD OF DIRECTORS E DEL CEO

Gentili lettori,

Tecan è riconosciuta come un fornitore leader di strumenti di laboratorio e soluzioni tecnologiche sui mercati della ricerca, della bio-farmaceutica e della diagnostica clinica. La nostra missione è quella di contribuire a migliorare il benessere di tutti rendendo i nostri clienti capaci di trasformare le nostre comunità e il mondo intero in luoghi più salubri e sicuri. Noi aspiriamo a vivere ogni giorno secondo i nostri valori di *“Ambition”*, *“Highest Standards”* e *“Trust”*. I nostri comportamenti sono governati da un rigoroso rispetto del nostro Codice Etico, dell’ambiente, dei nostri colleghi e di tutti coloro lavorano con noi, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Ciascuno di noi contribuisce alla nostra cultura aziendale e di conseguenza al nostro successo futuro. Questo ci impegna a conoscere le nostre responsabilità e a farcene carico. Con questo Codice di Condotta definiamo le linee guida del nostro comportamento con i nostri clienti, i nostri colleghi, i nostri azionisti e tutti i nostri partner d'affari. In ultima analisi, la nostra cultura e la nostra reputazione sono definiti dalle decisioni che prendiamo e dalle azioni che poniamo in essere ogni giorno. Scegliendo di aderire al nostro Codice di Condotta e di vivere secondo i nostri valori dimostriamo la nostra determinazione ad agire come rappresentanti responsabili della nostra azienda. Il rispetto dei principi sanciti nel nostro Codice di Condotta è obbligatorio per tutti noi.

Tutti i dipendenti di Tecan sono tenuti a conoscere il Codice di Condotta e ad applicarlo senza riserve. Non saranno tollerate violazioni. Noi sottoscriviamo in tutto e per tutto questo Codice di Condotta e ci impegneremo personalmente affinché i membri del Board of Directors così come tutti i dipendenti agiscano nel quadro dei principi che in esso sono stabiliti.

Grazie per la Sua attenzione a questi temi di fondamentale importanza.

Tecan Group AG Männedorf, Aprile 2021

Handwritten signature of Dr. Lukas Braunschweiler in black ink.

Dr. Lukas Braunschweiler
Presidente del Board of Directors

Handwritten signature of Dr. Achim von Leoprechting in black ink.

Dr. Achim von Leoprechting
Chief Executive Officer

SOMMARIO

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL BOARD OF DIRECTORS E DEL CEO	2
1 INTRODUZIONE	4
2 A COSA SERVE IL CODICE DI CONDOTTA E COSA SIGNIFICA?	4
3 SE SIAMO IN DUBBIO, FACCIAMOCI QUESTE DOMANDE	4
4 COME SOLLEVARE UN DUBBIO O PORRE UNA DOMANDA?	4
5 CONTRO LA CORRUZIONE	5
6 OMAGGI E OSPITALITÀ	5
7 EVITARE I CONFLITTI DI INTERESSE	6
8 RISORSE UMANE: PRINCIPI DI RIFERIMENTO	6
9 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	7
10 FRODE	7
11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	7
12 SALVAGUARDIA DEI BENI AZIENDALI	8
13 COMUNICAZIONE, “DISCLOSURES” E REGISTRAZIONI	8
14 INSIDER TRADING	9
15 INFORMAZIONI RISERVATE	9
16 CONCORRENZA E LEGISLAZIONE ANTITRUST	9
17 CONTROLLO SU IMPORT/EXPORT, TRADE COMPLIANCE	10
18 RIFRIMENTI	11
18.1 Riferimenti interni	11
18.2 Riferimenti esterni	11

Questa traduzione italiana della nostra “Codice di Condotta” Privacy è disponibile solo per Sua personale comodità. Le raccomandiamo di fare riferimento alla versione originale in lingua inglese ogniqualvolta questo è possibile. In caso di discrepanze, il testo che prevale è quello della versione originale.

1. INTRODUZIONE

Tecan si propone di mantenere gli standard più elevati in materia di etica negli affari e di “*compliance*” (rispetto delle leggi e dei regolamenti). Rispettando questo Codice di Condotta, Tecan ritiene di assicurare la propria credibilità come controparte contrattuale e come datore di lavoro. Scopo di questo Codice di Condotta è indicare principi e linee guida generali per il comportamento nell’ambito del Gruppo Tecan.

2. A COSA SERVE IL CODICE DI CONDOTTA E COSA SIGNIFICA?

Con la propria condotta, ciascun dipendente contribuisce all’integrità di Tecan come impresa. Di conseguenza, ciascun dipendente ha la responsabilità di valutare attentamente e in ogni specifica circostanza se il proprio comportamento risponde alle attese e agli standard etici di Tecan.

Gli addetti con funzioni decisionali devono assicurare che il personale direttamente o indirettamente sotto la loro responsabilità riceva questo Codice di Condotta e ne comprenda il contenuto.

Non saranno tollerate violazioni di questo Codice di Condotta e qualora queste dovessero verificarsi, Tecan porrà in essere le azioni disciplinari che riterrà appropriate – ivi compreso il licenziamento.

3. SE SIAMO IN DUBBIO, FACCIAMOCI QUESTE DOMANDE

- Il mio comportamento permette di conservare intatta la fiducia di tutte le persone che operano con Tecan (azionisti, clienti, fornitori, dipendenti ecc.)?
- Ho considerato l’impatto delle mie azioni sulle persone che saranno direttamente interessate dal mio comportamento?
- Come mi sentirei se qualcuno si comportasse allo stesso modo con me?
- Sarei a mio agio se la mia condotta dovesse apparire nei media (giornali, televisione ecc.)?
- Il mio comportamento è coerente con i regolamenti seguiti in Tecan?

4. COME SOLLEVARE UN DUBBIO O PORRE UNA DOMANDA?

Questo Codice di Condotta è in grado di offrire indicazioni sufficienti a risolvere la maggior parte delle situazioni. Tuttavia, qualora esistessero comunque dei dubbi circa il corretto comportamento da mantenere, le fonti da consultare sono:

1. Tecan Intranet e “*Tecan Management System*”;
2. Il Vostro “*Line Manager*”;
3. La revisione interna (il dipartimento di Internal Audit – comunicando di persona o inoltrando una segnalazione in forma riservata oppure anonima attraverso il nostro portale internet per il whistleblowing “*EQS Integrity Line*”);
4. Il responsabile dell’Ufficio Legale (General Counsel).

Può accedere di essere testimoni di eventi che appaiono come violazioni delle regole di comportamento seguite in Tecan (“*Compliance Policy*”). In questi casi, ciascuno ha il dovere di riferire al proposito quanto più presto possibile. In considerazione del fatto che le segnalazioni saranno mantenute riservate, tutti sono incoraggiati a dichiarare la propria identità. Tuttavia, se qualcuno lo preferisse, le informazioni possono essere trasmesse anche in forma anonima, nella misura in cui ciò sia permesso dalle leggi e dalle normative locali.

La modalità più facile e sicura per inoltrare una segnalazione è il nostro **portale internet per il whistleblowing EQS Integrity Line**, disponibile sia per i dipendenti di Tecan (whistleblower interni), sia per soggetti terzi (whistleblower esterni) e raggiungibile al seguente indirizzo internet: <https://tecan.integrityline.org>.

In via alternativa, è disponibile anche un canale più tradizionale di comunicazione telefonica, accessibile chiamando una delle “*hotline*” locali. I numeri telefonici raggiungibili nei vari Paesi e le lingue disponibili sono elencate qui di seguito:

Regione	Lingue supportate	Numero di telefono
Australia	Inglese	+61 383999135
Cina	Cinese mandarino	+86 2160662147
Germania	Inglese / Tedesco	+49 79514784999
Giappone	Giapponese	0 120427610
Russia	Russo	+7 8003018458
Svizzera	Inglese / Francese / Tedesco	+41 445510536
UK	Inglese	+44 1183214768
USA	Inglese	+1 9842195896
Vietnam	Vietnamita	+84 2844581719

Per i dipendenti di Tecan, sono disponibili altri canali di whistleblowing che sono elencati nella procedura *“Policy di Whistleblowing: Comunicazione di sospetti di frode, comportamenti scorretti, violazioni o abusi”* [Ref. 1].

Tecan non tollererà alcuna forma di rappresaglia nei confronti dei dipendenti che in buona fede dovessero sollevare questioni in materia di codice etico. Allo stesso modo, Tecan non tollererà che la possibilità di riferire eventuali violazioni sia in qualsiasi modo abusata.

5. CONTRO LA CORRUZIONE

Tecan non tollera alcuna forma di corruzione, anche qualora questa scelta dovesse implicare la perdita di opportunità commerciali (tolleranza zero). Nessun dipendente potrà essere penalizzato se la sua resistenza a fronte di fenomeni di corruzione dovesse portare alla perdita di opportunità commerciali.

In molti Paesi è un reato pagare o semplicemente offrire denaro o altre utilità a impiegati pubblici o dipendenti di aziende private allo scopo di ottenere trattamenti di favore, opportunità d'affari o vantaggi impropri di altra natura. In molti Paesi, è altresì un reato avanzare offerte di questo tipo a impiegati di amministrazioni pubbliche e aziende private operanti in Paesi stranieri.

- Non devono essere eseguiti pagamenti né per assicurarsi nuove opportunità commerciali, né per mantenere quelle esistenti, né per ottenere vantaggi impropri di qualsiasi altra natura. Non è ammissibile neppure autorizzare pagamenti di questo tipo, né chiedere o permettere a terzi di eseguirli o autorizzarli per nostro conto.
- È necessario assicurare che la nostra condotta e le nostre attività, se rese pubbliche, non lascino spazio a errata interpretazione.
- Tecan non sostiene alcun partito politico.
- Contributi ad associazioni caritative e altre forme di sostegno o patrocinio devono essere preventivamente approvate dal Management Board.
- Se esiste il sospetto che comportamenti corruttivi siano stati posti in essere, la circostanza deve essere riferita alle funzioni competenti (vedi *sezione 4*).

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy *“Preventing Bribery, Improper Gifts / Hospitality”* (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan) [Ref. 2].

6. OMAGGI E OSPITALITÀ

Gli impiegati di Tecan possono estendere e accettare inviti al ristorante e anche offrire e accettare omaggi di valore simbolico, quando questo non rappresenta un vantaggio improprio e non solleva dubbi né sulla loro integrità, né su quella della persona che entra in contatto con loro. Di regola, gli impiegati di Tecan non estendono né accettano offerte aventi per oggetto spese di viaggio, di alloggio o di intrattenimento.

Persino gli omaggi scambiati per semplice cortesia professionale possono essere interpretati in modo erroneo oppure determinare un'influenza impropria e per questi motivi costituire atti corruttivi. Lo stesso vale per gli inviti al ristorante o a eventi d'intrattenimento, così come per il pagamento delle spese di viaggio e di alloggio.

- Possiamo estendere inviti al ristorante, offrire omaggi e a nostra volta accettare cortesie di questo genere quando tutto ciò rientra nella normale pratica commerciale, i valori coinvolti sono ragionevoli e le iniziative non contrastano né con le leggi locali, né con le direttive di Tecan.
- Quando riceviamo omaggi oppure inviti, prima di accettare, assicuriamoci che così facendo non genereremo sospetti sulla nostra integrità o sull'indipendenza di Tecan.
- Rifiutiamo che altri paghino per nostro conto le nostre spese di viaggio e di alloggio.
- Non offriamoci di pagare le spese di viaggio e di alloggio dei nostri contatti commerciali prima di avere ottenuto l'approvazione di un membro del Management Board competente.
- Non offriamoci di pagare eventi d'intrattenimento in favore di terzi, né accettiamo che terzi paghino per noi, prima di avere ottenuto l'approvazione di un membro del Management Board competente.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy "*Preventing Bribery, Improper Gifts / Hospitality*" [Ref. 2] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

7. EVITARE I CONFLITTI DI INTERESSE

Considerazioni d'interesse personale non devono influenzare in modo improprio il nostro giudizio professionale.

Quando un addetto si trova in una situazione di conflitto di interesse, deve immediatamente informare il proprio diretto responsabile, in modo che sia possibile trovare una soluzione appropriata. Molto conflitti di interesse, effettivi o potenziali, possono essere risolti in modo accettabile sia dal punto di vista della società, sia da quello dell'individuo.

- Evitiamo le situazioni in cui i nostri interessi personali sono in contrasto con quelli di Tecan.
- Non utilizziamo il nostro ruolo in Tecan per ottenere benefici personali o vantaggi per parenti e amici.
- Informiamo immediatamente il nostro diretto responsabile di qualsiasi conflitto di interesse, effettivo o potenziale, in modo che sia possibile trovare una soluzione. Assicuriamoci che, per la soluzione concordata, esista un'approvazione in forma scritta.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy "*Avoiding Conflicts of Interest*" [Ref. 3] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

8. RISORSE UMANE: PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Tecan si ispira a una cultura di rispetto e pari opportunità. In quest'ottica, il successo personale deve dipendere esclusivamente dalle capacità individuali e dal valore contribuito offerto. Tecan condanna qualsiasi forma di costrizione al lavoro e di sfruttamento dei minori.

- Comportiamoci e trattiamo gli altri seguendo principi di integrità, onestà, cortesia, considerazione, rispetto e dignità.
- Impariamo a conoscere e a rispettare i valori aziendali.
- Incoraggiamo il pensiero creativo e il potenziale della diversità. Assumiamo e promuoviamo i nostri collaboratori sulla base del merito e sosteniamo il miglioramento continuo delle competenze e delle capacità dei nostri collaboratori.
- Contribuiamo a creare un ambiente di lavoro in cui ogni forma di vessazione è ritenuta inaccettabile.
- Denunciamo ogni comportamento inappropriato verso noi stessi o verso altri colleghi alle funzioni competenti (vedi *Section 4*).

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy "*Employment Principles*" [Ref. 4] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

9. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Tecan si propone di mantenere una condotta d'affari ispirata a principi di sostenibilità ambientale e rispetto della natura. Tecan offre prodotti sicuri e ospita i propri dipendenti in un ambiente di lavoro sicuro e salutare. Tutte le sedi di Tecan nel mondo rispondono alle leggi locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Assumiamoci personalmente la responsabilità per ciò che riguarda salute e sicurezza.
- Impariamo a comprendere quale impatto ha il nostro lavoro sull'ambiente.
- Maturiamo consapevolezza dei rischi relativi al nostro lavoro. Manteniamo questi rischi sempre sotto controllo e diamo avvio alla nostra attività solo dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni in materia di salute e sicurezza.
- Sforziamoci di ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività (ad esempio evitiamo viaggi di lavoro inutili).
- Partecipiamo in modo attivo a programmi di risparmio energetico e riduzione degli sprechi.
- Comuniciamo immediatamente possibili incidenti, violazioni delle procedure e qualsiasi altro evento che possa costituire una minaccia alla sicurezza, alla salute o all'ambiente.

10. FRODE

Tecan non tollererà alcun comportamento che possa configurare una frode.

Tecan non ammette che si ricorra all'inganno per ottenere un vantaggio, sottrarsi a un obbligo o causare danno a terzi.

- Qualsiasi comportamento che possa configurare una frode deve essere riferito come descritto nella *sezione 4*.
- Gli eventi di frode devono essere prontamente investigati dal Compliance & Internal Audit. In caso di frode accertata, gli individui responsabili devono essere perseguiti.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy "*Fraud Prevention*" [Ref. 5] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan) I dipendenti e i partner d'affari, sia interi sia esterni, che volessero denunciare un caso di frode possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella procedura "*Policy di Whistleblowing: Comunicazione di sospetti di frode, comportamenti scorretti, violazioni o abusi*" [Ref. 1].

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tecan si impegna a proteggere tutte le informazioni di carattere personale raccolte nel corso della propria attività d'affari e ad assicurare in tutto il mondo elevati standard di protezione di questi dati.

- Assicuriamoci di trattare i dati personali con la cura necessaria e in accordo con le leggi vigenti e i principi di Tecan.
- Evitiamo di raccogliere più dati personali di quelli necessari.
- Trattiamo i dati personali in modo coerente con lo scopo per cui quei dati sono stati raccolti.
- Non conserviamo mai i dati personali per un periodo più lungo di quello necessario.
- In tutti i Paesi dove Tecan richiede e conserva informazioni di carattere personale, raccogliamo i dati nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
- In caso di dubbio in materia di dati personali, chiediamo consiglio e preventiva approvazione all'Ufficio Risorse Umane e all'Ufficio Legale.
- In tutte le situazioni in cui preferiremmo che le persone interessate non venissero a sapere della raccolta dei loro dati, semplicemente omettiamo di procedere alla loro acquisizione.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy "*Protecting Personal Information*" [Ref. 6] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

12. SALVAGUARDIA DEI BENI AZIENDALI

I beni e le risorse di Tecan possono essere usati solo per promuovere gli affari della società e non per arricchimento personale, né per scopi fraudolenti.

- Comportiamoci in modo corretto e responsabile con le risorse di Tecan.
- Usiamo la diligenza necessaria quando spendiamo il denaro di Tecan e quando assumiamo impegni finanziari in nome della società.
- Denunciamo ogni uso inappropriato delle risorse di Tecan alle funzioni competenti (vedi *sezione 4*), in modo che possano essere prese misure appropriate.
- Utilizziamo le risorse di Tecan per fini extra-professionali solo nella misura in cui questo è esplicitamente permesso.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy *"Protecting Company Property"* [Ref. 7] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

13. COMUNICAZIONE, "DISCLOSURES" E REGISTRAZIONI

Tecan mantiene registrazioni accurate e comunica le informazioni con integrità, in modo tempestivo e appropriato.

La *"comunicazione"* di Tecan sono tutti i messaggi rivolti all'esterno che riguardano società o i suoi prodotti, inclusi quei prodotti che sono ritenuti essere fabbricati da Tecan (o per conto di Tecan) senza in realtà esserlo. Sono inclusi i comunicati stampa, le presentazioni, la pubblicità, i materiali promozionali e i contenuti internet. Le *"disclosures"* sono dichiarazioni che Tecan pubblica o comunque sottopone a soggetti terzi, quali ad esempio gli azionisti, gli organismi di regolamentazione, la borsa valori, i media (stampa, televisione ecc.). Le *"registrazioni"* includono tra l'altro i contratti, le scritture e i documenti contabili, i dati tecnici di ricerca e sviluppo e i *"batch records"* (informazioni su fabbricazione e controllo dei lotti).

Comunicazioni e "disclosures":

- Assicuriamoci che tutte le comunicazioni (a mezzo stampa, su internet o semplicemente verbali) corrispondano agli standard di Tecan e alle regole locali e siano correttamente approvate prima della loro diffusione.
- Non facciamo comunicazioni in nome di Tecan a meno di non essere stati incaricati. Questo principio include le discussioni riguardanti Tecan o i suoi prodotti su internet o altre piattaforme elettroniche.
- Coordiniamoci con il Responsabile delle Corporate Communications e Investor Relations prima di diffondere informazioni riguardanti Tecan (la società, non i prodotti).
- Lasciamo al Responsabile delle Corporate Communications e Investor Relations il compito di soddisfare qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dai media (stampa, televisione ecc.).
- Prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione su un tema di importanza rilevante che ancora non è di dominio pubblico, consultiamoci con il General Counsel ed il Responsabile delle Corporate Communications e Investor Relations, in modo da ottenere un parere di opportunità e un'approvazione preventiva. A questo proposito, si applica la direttiva TMS *"Ad-Hoc Publicity"* [Ref. 8] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).
- Tutte le informazioni pubblicitarie che si riferiscono ai prodotti, tutti messaggi promozionali e tutte le comunicazioni di marketing devono corrispondere al vero, rispettare le norme locali ed essere conformi alle linee guida di Tecan. A questo proposito trova applicazione la procedura SOP *"Development of APL Material"* [Ref. 9] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

Registrazioni:

- Manage Records with due attention.
- Never destroy any Records that relate to any actual or imminent legal proceeding.

14. INSIDER TRADING

L' "insider trading" è vietato per i dipendenti di Tecan, sia quando è a vantaggio proprio, sia quando è a vantaggio di terzi.

"Insider Information" sono informazioni riguardanti Tecan (o le sue controparti d'affari) che rivestono importanza rilevante, non sono di pubblico dominio e potrebbero orientare un investitore nel decidere se comprare o vendere azioni della società. Informazioni di questo tipo includono risultati economici e informazioni su possibili fusioni, acquisizioni, disinvestimenti, aumenti di capitale, operazioni sui mercati finanziari, importanti accordi di licenza e di collaborazione.

- Proteggiamo e non diffondiamo le "insider information".
- Quando siamo in possesso di "insider Information", evitiamo di comprare o vendere azioni Tecan.
- Se abbiamo domande o motivi di incertezza riguardo all' applicazione della direttiva Tecan "Insider Trading" [Ref. 10], rivolgiamoci all'Ufficio legale.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella "Insider Trading Policy" [Ref. 11] (disponibile in lingua tedesca e inglese sulla rete intranet di Tecan).

15. INFORMAZIONI RISERVATE

I dipendenti di Tecan devono trattare le informazioni riservate che riguardano la società e le sue controparti commerciali con estrema cautela e assicurare che non siano trasmesse a terzi che non hanno titolo di conoscerle.

Sia per Tecan, sia per le sue controparti commerciali, le informazioni riservate rappresentano una ricchezza importante che deve essere tutelata. Tutti i dipendenti sono obbligati dalle leggi del lavoro a custodire le informazioni riservate con diligenza ed è loro responsabilità porre in essere tutte le misure necessarie a evitare l'involontaria divulgazione.

- Proteggiamo le informazioni riservate da accessi non autorizzati e dal rischio di diffusione involontaria.
- Condividiamo queste informazioni solo con le persone che hanno il diritto di riceverle e la necessità di conoscerle per lo svolgimento delle loro attività.
- Comuniciamo a terzi le informazioni riservate in nostro possesso solo se esiste una motivazione commerciale formalmente approvata e solo dopo avere acquisito documento scritto che imponga un vincolo di riservatezza.
- Rispettiamo i nostri obblighi di riservatezza anche dopo che il nostro rapporto di lavoro con Tecan si è concluso.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d'affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella policy "Confidential Information" [Ref. 12] e "Confidential Disclosure Agreements (CDA)" [Ref. 13] (entrambi disponibili sulla rete intranet di Tecan).

16. CONCORRENZA E LEGISLAZIONE ANTITRUST

Tecan sostiene i principi della libera impresa. Tecan si propone di competere con i propri concorrenti in modo leale e nel quadro delle leggi vigenti in materia. Tecan non porrà in essere iniziative per impedire ad altri di competere in piena libertà.

Le leggi in materia di concorrenza e antitrust promuovono e proteggono la competizione. Queste leggi vietano alle aziende di allineare i propri comportamenti competitivi e di abusare della propria posizione dominante. In generale, le leggi antitrust di un Paese hanno effetto extra-territoriale, ciò significa che i comportamenti che limitano la concorrenza all'interno di un Paese sono proibiti anche quando questi comportamenti sono attuati in un Paese diverso.

- Evitiamo di stringere accordi (formali e informali) limitativi della concorrenza. In particolare, asteniamoci dalle pratiche seguenti:

- “*Price Fixing*” (allineamento dei prezzi con i nostri concorrenti);
 - “*Market Sharing*” (accordi di spartizione del mercato inteso come clienti, aree geografiche, appalti - quest’ultima fattispecie è comunemente indicata con il termine anglosassone “*bid rigging*”);
 - Scambio di informazioni sensibili con i concorrenti al fine di attuare, sostenere o facilitare pratiche di “*Price Fixing*” o “*Market Sharing*”.
- La partecipazione ad associazioni di categoria può essere legittima, ma è comunque soggetta a regole specifiche.
 - Consultiamo l’Ufficio Legale prima di intrattenere discussioni che hanno contenuto anti-competitivo (o che possono dare a terzi questa impressione) con i nostri concorrenti.
 - Evitiamo di condividere con i nostri clienti o con altri soggetti informazioni sensibili e non di pubblico dominio, quando questo può lasciare supporre a terzi l’esistenza di un accordo illegittimo.
 - Otteniamo informazioni a proposito dei nostri concorrenti solo secondo modalità corrette e rispettose della legge.
 - Denunciamo ogni comportamento inappropriato verso noi stessi o gli altri alle funzioni competenti (vedi *sezione 4*).

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d’affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella “*Antitrust*” [Ref. 14] (disponibile sulla rete intranet di Tecan).

17. CONTROLLO SU IMPORT/EXPORT, TRADE COMPLIANCE

Tecan si impegna ad approvvigionarsi e a distribuire i propri prodotti in stretta osservanza con le leggi locali e internazionali in materia di import/export e “*trade compliance*”.

Le restrizioni possono riguardare:

- Beni da esportare in Paesi soggetti a restrizioni commerciali, quali sanzioni o “*embargo*”.
- Beni da importare da Paesi soggetti a simili limitazioni.
- Beni destinati primariamente a uso civile ma suscettibili di uso in ambito militare (“*Dual Use*”)
- Individui o organizzazioni (spesso si tratta di persone che hanno compiuto crimini di guerra, oppure sono coinvolte in attività terroristiche, anche come finanziatori).
- Cittadini dei Paesi che impongono le sanzioni quando direttamente coinvolti in attività d’affari con i Paesi sanzionati.
- Il concetto di “*beni*” comprende, assieme agli oggetti “*fisici*”, anche software, circuiti stampati, dati tecnici, progetti e informazioni sulle tecnologie. Al fine di favorire comportamenti in osservanza con le leggi in materia di import/export e “*trade compliance*”, Tecan mantiene una lista che indica:
 - i Paesi verso cui Tecan non esporta e dai quali altresì non importa (“*Restricted Countries*”);
 - i Paesi con cui l’importazione e l’esportazione sono ammissibili ma solo a seguito di un’approvazione a un elevato livello di management (“*Grey List*”).
- Accertiamoci di conoscere la destinazione finale delle nostre esportazioni, anche quando queste sono eseguite da intermediari.
- Verifichiamo se i beni che esportiamo sono “*dual use*” (uso sia civile, sia militare) e quali restrizioni sono eventualmente applicabili alla loro esportazione.
- Evitiamo importazioni ed esportazioni che coinvolgono Paesi elencati nella lista delle “*Restricted Countries*” (visibile sulla piattaforma intranet di Tecan).
- Accertiamoci di avere ottenuto l’approvazione ai più elevati livelli di management prima di eseguire importazioni o esportazioni che coinvolgono Paesi elencati nella “*Grey List*”.

I dipendenti di Tecan e altri partner interni d’affari possono trovare ulteriori informazioni e linee guida nella “*Import Export Control Trade Compliance*” [Ref. 15] (disponibile sulla rete intranet di Tecan).

18. RIFRIMENTI

18.1 Riferimenti interni

Ref. [1]	40301TMs03it <i>Whistleblowing Policy: Reporting Fraud, Misconducts, Violations or Abuse (Policy di whistleblowing: Comunicazione di sospetti di frode, comportamenti scorretti, violazioni o abusi)</i>
Ref. [2]	00604TMd01en <i>Preventing Bribery, Improper Gifts / Hospitality</i>
Ref. [3]	00604TMd02en <i>Avoiding Conflicts of Interest</i>
Ref. [4]	00604TMd03 <i>Employment Principles</i>
Ref. [5]	00604TMd04en <i>Fraud Prevention</i>
Ref. [6]	00604TMd05 <i>Protecting Personal Information</i>
Ref. [7]	00604TMd09 <i>Protecting Company Property</i>
Ref. [8]	30304TMd01 <i>Ad-Hoc Publicity</i>
Ref. [9]	30201TMs02 <i>Development of APL Material</i>
Ref. [10]	00604TMd06 <i>Insider Trading</i>
Ref. [11]	30304TMt01 <i>Insider Trading Policy</i>
Ref. [12]	00604TMd07 <i>Confidential Information</i>
Ref. [13]	30301TMs01 <i>Confidential Disclosure Agreements (CDA) - Asia</i> 30301TMs02 <i>Confidential Disclosure Agreements (CDA)</i>
Ref. [14]	00604TMd08 <i>Antitrust</i>
Ref. [15]	00604TMc01 <i>Import Export Control Trade Compliance</i>

18.2 Riferimenti esterni

Ref. [1]	<i>Whistleblowing Policy: Reporting Fraud, Misconducts, Violations or Abuse:</i> https://tecan.integrityline.org/index.php?action=showFooterLink&id=8
----------	---

